

予算申請用システムカタログ

Life Science Research 2023～2024



遺伝子関連	Droplet Digital PCRシステム	4
	QX600/QX ONE/QX200 QX200 AutoDG (IVD)	
	PCR/リアルタイムPCRシステム	9
	CFX Opus/CFX Duet/PTC Tempo 1000シリーズ/T100	
細胞関連	セルアナライザー	14
	ZE5	
	セルイメージャー/セルカウンター	16
	ZOE/TC20	
	遺伝子導入	17
	Gene Pulser/Helios/PDS	
タンパク質関連	ウェスタンブロットティング	19
	ウェスタンブロットティング ベストパッケージ トランスブロットTurboブロットティングシステム	
	イメージング	21
	ChemiDoc Touch MP/ChemiDoc Touch ChemiDoc XRS Plus/GelDoc Go GS900	
	マルチプレックス解析	25
	Bio-Plex200/Bio-Plex 3D Wash Station/Bio-Plex試薬	
	クロマトグラフィー	28
	NGC/フラクションコレクター	
保守契約サービス		30
価格帯別製品リスト		31

Genomics

核酸精製

精製キット



逆転写

逆転写酵素、キット



核酸増幅

サーマルサイクラー

- PTC Tempoサーマルサイクラー [P.12](#)
- C1000 Touchサーマルサイクラー [P.13](#)
- S1000サーマルサイクラー [P.13](#)
- T100サーマルサイクラー [P.13](#)
- PX1 PCR Plate Sealer



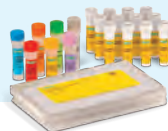
核酸定量

- CFX Opus リアルタイムPCRシステム [P.8-11](#)
- CFX Duet リアルタイムPCRシステム [P.11](#)
- QX ONE Droplet Digital PCRシステム [P.6](#)
- QX200 Droplet Digital PCRシステム [P.7-8](#)

核酸定性

シーケンサー
次世代シーケンサー
マイクロアレイ

- SEQuoiaライブラリ調製キットシリーズ



遺伝子導入

エレクトロポレーション/パーティクルデリバリー

- Gene Pulser Xcell [P.17](#)
- Helios Gene Gun [P.18](#)
- PDS-1000/He [P.18](#)



タンパク質抽出

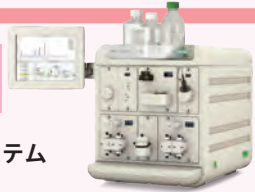
抽出キット



タンパク質精製

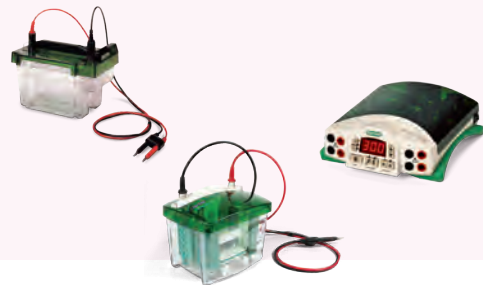
クロマトグラフィーシステム

- NGCクロマトグラフィーシステム [P.28](#)
- フラクションコレクター [P.29](#)



タンパク質電気泳動

- 電気泳動槽およびパワーサプライ [P.19](#)



細胞培養

インキュベーター
培地

形態観察

光学顕微鏡
蛍光顕微鏡

・ ZOE 蛍光セル
イメージャー P.16



細胞計数

セルカウンター
血球計算盤

・ TC20 全自動
セルカウンター P.16



抗体染色

蛍光標識抗体
核染色試薬



フローサイトメトリー

セルアナライザー
シングルセル解析

・ ZE5 Cell Analyzer P.14
・ ddSEQ Single-Cell Isolator システム



タンパク質定量

マルチプレックスアッセイ

・ Bio-Plex 200 P.25
・ Bio-Plex 3D P.26
・ Bio-Plex Pro Wash Station P.26



ウェスタンブロッティング

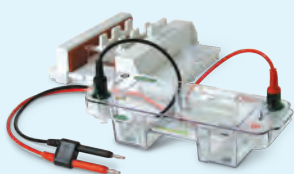
電気泳動槽、ブロッティング装置、
関連試薬消耗品 P.19-20



Proteomics

核酸電気泳動

サブマリン電気泳動装置



イメージング定性・定量解析

画像解析装置

・ ChemiDoc Touch MP P.21
・ ChemiDoc Touch P.22
・ ChemiDoc XRS Plus P.22
・ GelDoc Go P.23
・ GS-900 Calibrated Densitometry P.24



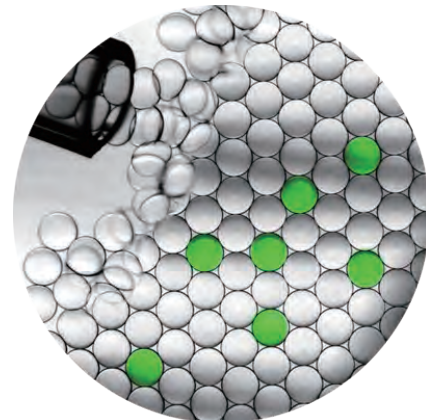
Droplet Digital PCR システム

超高感度・高精度遺伝子定量デジタルPCRシステム

Droplet Digital™ PCRシステム (ddPCR™) は、遺伝子疾患・がん・感染症などの研究を大きく加速させる第3世代のPCRです。

ddPCRシステムは、非常に高い精度と感度で絶対定量を行うことができます。

1コピーの解像度で解析することが可能なため、CNV(コピー数多型)解析、Rare sequence検出、遺伝子発現解析等のアプリケーションに威力を発揮します。



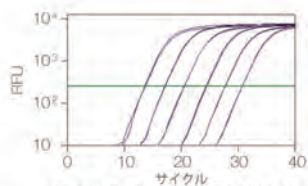
デジタルPCRとリアルタイムPCRの原理の比較

* 緑線がターゲット遺伝子を含むDNA断片

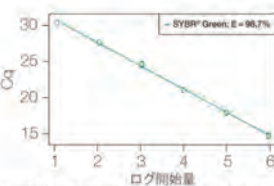
【リアルタイムPCR】



多数のDNA断片が混在している状態でPCR



増幅曲線から Cq 値 (Ct 値) を設定



検量線から相対的なターゲット遺伝子濃度を算出

【デジタルPCR】



各微小区画にDNA断片が1または0になるように希釈 (限界希釈)



PCR 増幅 (飽和まで増幅可能)

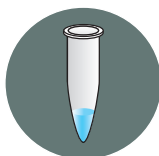


ポジティブな微小区画数を直接カウントし、サンプル中のターゲット遺伝子濃度を算出

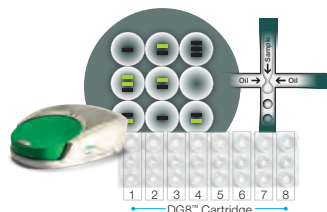
- 1サンプル当たり20,000個のドロプレット (エマルジョン) によるデジタルPCRを行います。
- 遺伝子定量解析で、1.1倍の希釈系列を±10%の誤差で識別可能です。
- 1回の実験で96サンプルの定量が可能です。
- CNV解析、Rare sequence検出、遺伝子発現解析等に応用可能です。
- EvaGreen色素の検出が可能です。

Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) システムのワークフロー

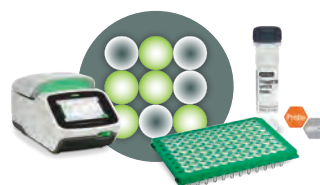
1 Prepare ddPCR reaction mix



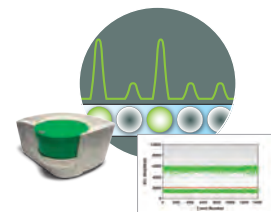
2 Generate droplets



3 Perform PCR with EvaGreen or hydrolysis probes



4 Read and analyze results



デジタルPCRの多彩なアプリケーション

特長である高い変異解析能力や高感度・高精度測定を活用し、ddPCRは幅広いアプリケーションに応用されています。右の図はddPCRを用いたアッセイがどのようなアプリケーションに活用されているかを施設別にまとめています。

- どの施設でもddPCRの特長である絶対定量、高感度・高精度が活用されている
- 大学では臨床サンプルを用いたアプリケーションに活用例が多い
- 企業では開発から製造プロセスにわたり活用例が見られる

このように、ddPCRを用いた核酸の絶対定量アッセイは、今までqPCRでは到達する事の出来なかった結果を提供し、またその可能性は多くの研究分野において、さらに広がっていく可能性を秘めています。

微量遺伝子定量	レア変異検出	細胞封入	未分化iPS細胞検出
遺伝子発現解析	ホストセルDNA検出	導入遺伝子定量	ウイルスベクター定量
NGSのバリデーションアッセイ	エピジェネティクス解析	マイコプラズマの定量	体内動態分析
コピー数解析	GMOの検出	タンパク質産生株の品質管理	核酸標準品の定量
ウイルス・バクテリア定量	シングルセル解析	環境DNAの定量	miRNA検出・定量

施設別使用アプリケーション

■は大学・研究機関・企業共に共通して使用されていたアプリケーションを、■は企業にて使用されることが多いアプリケーションを示しています。■は大学・研究機関にて活用例が多い使用目的を示しています。

QX600 Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) システム

マルチプレックスに特化したDroplet Reader登場

QX600 Droplet Digital PCR (ddPCR) Systemは、パイオ・ラッドのDroplet Digital PCR システムに期待される最高クラスの性能に、マルチプレックス用のチャンネル数を追加した新しい6色蛍光検出が可能なddPCR Systemです。希少変異検出、遺伝子発現解析、ゲノム編集検出、コピー数多型研究、多重変異スクリーニング、ウイルス力価測定、コンタミネーション検査、新型コロナウイルス検出 (COVID-19) を含む感染症研究など、幅広い用途に対応します。柔軟性を最大限に高めるため、QX200 ddPCR Systemのアッセイ、消耗品、試薬は全て共通で使用することが可能です。

- 6色検出機能 [FAM (EvaGreen)、HEX、Cy5、Cy5.5、ROX、ATTO 590]
- 0.1%以上の高感度な絶対定量が可能
- 高感度かつ高精度な遺伝子発現マルチプレックスアッセイを実現
- 結果に対する信頼性 - NMIオーストラリアのトレーサブル試料により、信頼性の認定を取得
- 再現性の高い結果 - 多くの再現性研究に引用
- QX200システムと同じ試薬消耗品が使用可能
- 豊富な既存ddPCRアッセイメニューが利用可能
- 直感的で解析が容易な結果表示およびソフトウェアインターフェース
- 米国FDA 21 CFR Part 111に準拠した監査証跡とツール (ソフト別売)

QX600 AutoDG ddPCR システム PTC Tempo、PX1付

カタログ番号: 17008671

¥24,800,000

QX600 Droplet Reader, Automated Droplet Generator, ddPCR専用解析用ノートPC, PTC Tempo Deepwell サーマルサイクラー, PX1 Plate Sealer, アクセサリー



QX600 ddPCR システム PTC Tempo、PX1付

カタログ番号: 17008691

¥18,100,000

QX600 Droplet Reader, QX200 Droplet Generator, ddPCR専用解析用ノートPC, PTC Tempo Deepwell サーマルサイクラー, PX1 Plate Sealer, アクセサリー

QX600 ddPCR システム

カタログ番号: 17008681

¥17,000,000

QX600 Droplet Reader, QX200 Droplet Generator, ddPCR専用解析用ノートPC, アクセサリー

QX600 Droplet Reader システム PC付

カタログ番号: 17008634

¥14,700,000

QX600 Droplet Reader, ddPCR専用解析用ノートPC, アクセサリー

QX ONE™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) システム

全自動マルチプレックスデジタルPCRシステム

QX ONE ddPCRシステムはドロップレット作製から測定に必要とされる全てのワークフローを全自動化した次世代のデジタルPCRワークフローソリューションです。4色検出およびハイスループットな全自動プラットフォームがデジタルPCRの可能性を飛躍的に拡張させます。



- 多彩なマルチプレックス解析
 - 4色蛍光によるマルチプレックス解析が可能
 - 専用Supermix試薬によるアッセイの最適化
 - 専用解析ソフトウェアが3Dによるマルチプレックス解析、Drop-off解析などをサポート
- ハイスループットスクリーニングに対応
 - 96Wellプレートを5枚まで自動連続測定可能
 - 専用カートリッジがシームレスな全自動化を実現
- 多様なユーザーニーズに対応
 - オンボードタッチスクリーンによる簡単で直感的なセットアップ
 - 実行ステータスとライブデータプレビュー機能
 - RFIDによる消耗品管理のためのオンボードスキャナー搭載
 - U.S. FDA 21 CFR Part 11に対応したソフトウェア (別売)

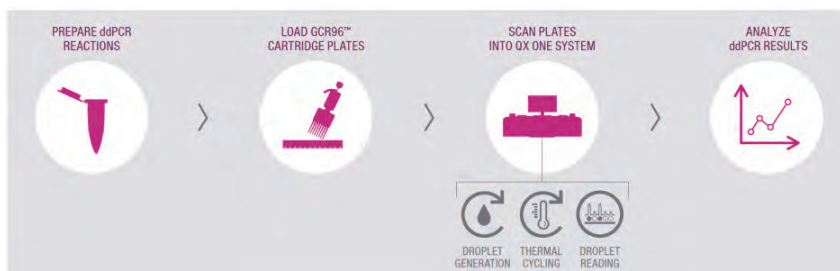


GCR96 CARTRIDGE PLATE



QX ONE Droplet Generation オイル
for Probes

QX ONE Droplet Digital PCR システムのワークフロー



QX ONEシステムはドロップレット作製、PCRそして検出の一連の流れを全て自動で行います。プロトコール選択後、プレートスキャンが開始されQX ONEシステムにロードされます。

QX ONE Droplet Digital PCR システム

カタログ番号 12006536JA

¥34,500,000

QX ONE Droplet Digital PCRシステム
PX1 Plate Sealer、アクセサリ

QX200 Droplet Digital™ PCRシステム

ドロップレットマニュアル調製対応システム



QX200 Droplet Readerシステム

QX200 Droplet Generatorシステム

QX200 Droplet Digital PCRシステム

カタログ番号1864001JA

¥11,000,000

QX200 Droplet Generatorシステム、
QX200 Droplet Readerシステム、専用解析用デスクトップPC



PX1 PCR Plate Sealer



PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー

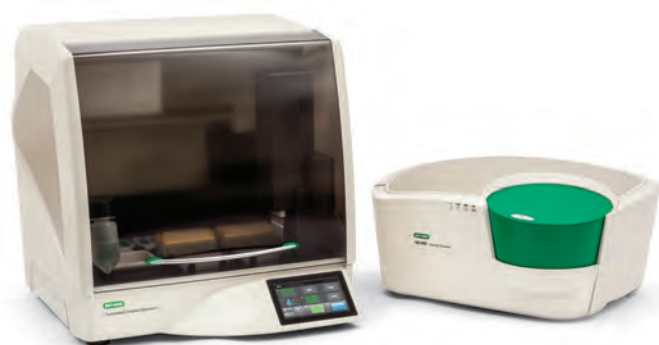
QX200 Droplet Digital PCRシステム PTC Tempo、PX1付

カタログ番号 1864001J3

¥12,100,000

QX200 Droplet Readerシステム
QX200 Droplet Generatorシステム
PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー
PX1 Plate Sealer、
専用解析用デスクトップPC

ドロップレット自動調製対応システム



Automated Droplet Generatorシステム

QX200 Droplet Readerシステム

QX200 AutoDG Droplet Digital PCRシステム

カタログ番号 1864100JA

¥17,700,000

Automated Droplet Generatorシステム
QX200 Droplet Readerシステム
専用解析用デスクトップPC

Automated Droplet Generatorシステム

カタログ番号 1864101JA

¥9,000,000

Automated Droplet Generatorシステム



PX1 PCR Plate Sealer



PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー

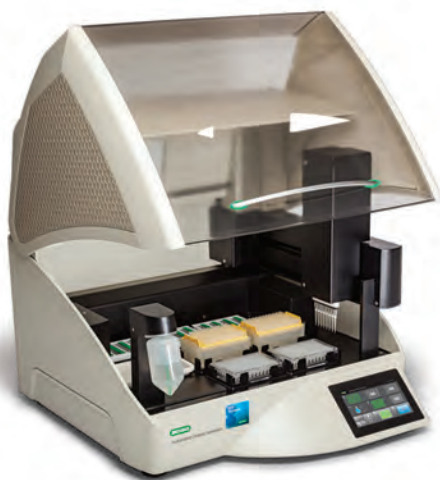
QX200 AutoDG Droplet Digital PCRシステム PTC Tempo、PX1付

カタログ番号 1864100J3

¥18,800,000

Automated Droplet Generatorシステム
QX200 Droplet Readerシステム
PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー
PX1 Plate Sealer、
専用解析用デスクトップPC

QX200™ AutoDG Droplet Digital™ PCR IVDシステム



Automated Droplet Generator IVDシステム
一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号:13B3X00206000029



QX200 Droplet Reader IVDシステム
一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
届出番号:13B3X00206000027

QX200 Droplet Generator IVDシステム
一般医療機器 特定保守管理医療機器
届出番号:13B3X00206000026

Droplet Digital™PCR (ddPCR™) は、ターゲットDNA/RNAを高精度・高感度に測定することができます。
遺伝子疾患・がん・感染症等において幅広いアプリケーションが可能です。

QX200 Droplet Reader IVDシステムA

カタログ番号 12001045JA

価格はお問い合わせください

QX200 Droplet Reader IVDシステム (医療機器)
ddPCR専用解析用デスクトップPC
アクセサリ

QX200 Droplet Reader IVDシステムB プリンターパッケージ

カタログ番号 12001045JB

価格はお問い合わせください

QX200 Droplet Reader IVDシステム (医療機器)
ddPCR専用解析用デスクトップPC、プリンター
アクセサリ

Automated Droplet Generator IVDシステムA

カタログ番号 12001630JA

価格はお問い合わせください

Automated Droplet Generator IVDシステム (医療機器)
PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー
PX1 PCR Plate Sealer
アクセサリ

Automated Droplet Generator IVDシステムB 増設パッケージ

カタログ番号 12001630JB

価格はお問い合わせください

Automated Droplet Generator IVDシステム (医療機器)
アクセサリ

QX200 Droplet Generator IVDシステムA

カタログ番号 17001988JA

価格はお問い合わせください

QX200 Droplet Generator IVDシステム (医療機器)
PTC Tempo Deepwellサーマルサイクラー
PX1 PCR Plate Sealer
アクセサリ

PCR／リアルタイムPCRシステム

CFX Opus DxリアルタイムPCRシステム



CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステム
一般医療機器 特定保守管理医療機器
設置管理医療機器
届出番号: 13B3X00206000031

CFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステム
一般医療機器 特定保守管理医療機器
設置管理医療機器
届出番号: 13B3X00206000032

安定した検出性能を提供する、堅牢な遺伝子検査用リアルタイムPCRシステム

CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステム、およびCFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステムは、DNAおよびRNAの検出・定量をリアルタイムPCR法で行うための医療機器です。

高い温度制御性能により、ウェル間で一貫性のあるデータ取得が可能であり、堅牢で信頼性の高いシステムとして、体外診断用アッセイの開発、およびオープンプラットフォームの遺伝子検査装置としてもご利用いただけます。

また、標準付属のCFX Maestro Dx SEソフトウェアを使用することにより、セキュリティおよびトレーサビリティに対応したデータ管理が可能となります。

- リアルタイムPCR法による感染症、遺伝子変異、遺伝子疾患等の遺伝子検査装置
- CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステムは1回のランで96ウェル分、1ウェル当たり最大5ターゲットを同時検出可能
- CFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステムは1回のランで384ウェル分、1ウェル当たり最大4ターゲットを同時検出可能
- 標準付属のCFX Maestro Dx SEソフトウェアにより、電子署名、監査証跡等、セキュリティに配慮したデータ管理が可能

CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステムA

カタログ番号 12014330JA

価格はお問い合わせください

CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステム (医療機器)、
CFX Maestro Dx SEソフトウェア、ノートPC、アクセサリ

CFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステムA

カタログ番号 12014335JA

価格はお問い合わせください

CFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステム (医療機器)、
CFX Maestro Dx SEソフトウェア、ノートPC、アクセサリ

 Complete Support Plan ▶ P.30

CFX Opus リアルタイムPCRシステム



各種ネットワーク接続・クラウド対応 リアルタイムPCRシステム

CFX OpusリアルタイムPCRシステムは、優れた温度制御性能と安定した光学系による堅牢な検出性能と、使いやすいインターフェース、およびデータ管理と装置制御のための柔軟な接続オプションを搭載したリアルタイムPCRシステムです。

- **柔軟な接続オプション**: 無線LAN、有線LANに接続し、データ転送を行うことができます。ネットワークドライブへの保存や、USBメモリへの保存も可能です。
- **BR.ioクラウド対応**: セキュアなBR.ioクラウドプラットフォームに接続し、リモートでのプロトコール設定、モニタリング、データの管理・解析が可能です。
- **CFX Maestro 解析ソフトウェア**: 使いやすく高機能の解析ソフトウェアCFX Maestroが付属します。ソフト内で統計解析から各種グラフ作成、論文投稿品質でのエクスポートまでをパワフルに行えます。U.S. FDA 21 CFR Part 11に対応した、セキュリティエディションもお選びいただけます。
- **向上した温度制御性能**: より高い再現性を得るため、従来機種より優れた温度均一性と精度を実現しました。

- **正確な結果を導く独自光学系**: 正確な定量を可能とする、各色独立のLEDとフォトダイオードによる、メンテナンスフリーの光学系を搭載しています。
- **多彩な解析モード**: CFX Opus 96は最大5ターゲット、CFX Opus 384は最大4ターゲット同時検出が可能で、どちらもFRETモードによるサーマルシフトアッセイ(タンパク質の熱安定性アッセイ)も行えます。HRM解析にも対応可能です。
- **LIMS/オートメーション対応**: CFX Opusは、CFX Maestroを介することでLIMSシステムとの連携、およびオートメーション機器への対応が可能です。

CFX Opus 96 リアルタイムPCR システム

カタログ番号 12011319J1

¥5,300,000

CFX Opus 96本体、ノートPC、CFX Maestroソフトウェア

CFX Opus 384 リアルタイムPCR システム

カタログ番号 12011452J1

¥6,700,000

CFX Opus 384本体、ノートPC、CFX Maestroソフトウェア

 Complete Support Plan ▶ P.30

CFX Opus Deepwell リアルタイムPCRシステム

大容量アプリケーションに対応した

96well 5波長同時検出リアルタイムPCRシステム

大容量アプリケーションに対応し、食品・環境検査に適したリアルタイムPCRです。最大125 µlの反応ボリュームに対応し、卓越した温度性能と、独自の正確な光学シャトルにより、安定した検出性能を発揮します。

柔軟な接続オプション、BR.ioクラウドプラットフォームに対応し、様々なワークフローに統合可能です。

使いやすく高機能のCFX Maestro解析ソフトウェアをお使いいただけます。



CFX Opus DeepwellリアルタイムPCRシステム

カタログ番号 12016658J1

¥4,200,000

CFX Opus Deepwell本体、ノートPC、CFX Maestroソフトウェア

 Complete Support Plan ▶ P.30

CFX DuetリアルタイムPCRシステム

コストパフォーマンスに優れた

96well 2波長同時検出リアルタイムPCRシステム

CFX DuetリアルタイムPCRシステムは、より多くのラボでqPCR実験を実施できるよう開発されたリアルタイムPCRシステムです。最大2波長同時検出に対応し、上位機種のCFX Opusと同等の温度制御性能を備えています。

使いやすく高機能のCFX Maestro解析ソフトウェアをお使いいただけます。

- SYBR Green, FAMのみ、またはFAM / HEXの2プレックスアッセイを実施可能
- 独自のメンテナンスフリー光学系は、定期的なキャリブレーションや補正色素を必要としません
- FRETモードにより、タンパク質の熱安定性アッセイにも利用できます
- グラジエント機能により温度条件の効率的な最適化が可能



CFX DuetリアルタイムPCRシステム

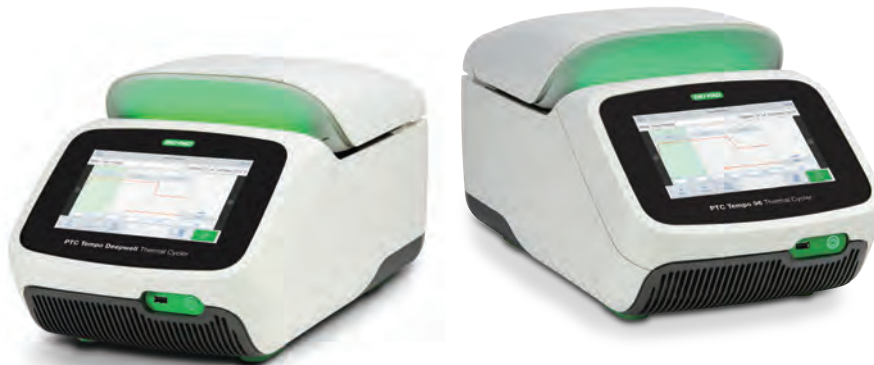
カタログ番号 17008552

¥3,300,000

CFX Duet本体、ノートPC、CFX Maestroソフトウェア

 Complete Support Plan ▶ P.30

PTC Tempoサーマルサイクラー



洗練された操作性と信頼性を提供するサーマルサイクラー

PTC Tempoサーマルサイクラーは、バイオ・ラッドの新世代のサーマルサイクラーです。正確な結果をもたらす高い温度制御性能とともに、優れた使用感と柔軟性を提供します。直観的なユーザーインターフェースと、自由度の高いネットワーク接続により、快適にプロトコルを管理できます。電動リッドによってオートメーション化に対応し、ネクストレベルでの運用を可能とします。

高い温度制御性能とグラジェント機能

PTC Tempoサーマルサイクラーは、特許取得のreduced-massハニカムブロックを搭載し、迅速で正確な加熱冷却を実現します。高い温度精度と温度均一性により、安定した、信頼性のある結果を提供します。またグラジェント機能を搭載し、反応の最適化を効率的に実施できます。

快適操作のタッチパネル

反応の良いタッチパネルにより使いやすくなったユーザーインターフェースを搭載しました。起動後すぐにプロトコルを設定・編集してランを開始できるため、経験豊富なユーザーにも、初めて触るユーザーにも直観的な操作を提供します。規制環境で使用するユーザーのために、パスワードなしでの装置へのアクセスを防ぐ、セキュアユーザーモードを搭載しています。

ネットワーク接続とクラウド対応

LAN接続、またはWi-Fi接続（オプション）により、ネットワーク接続が可能です。ネットワーク接続によって、ラボ内のネットワークドライブ（共有ドライブ）や、BR.ioクラウドプラットフォームを使用したプロトコル管理が可能となります。USBメモリを使用したプロトコルのコピーも可能で、C1000 Touchサーマルサイクラーからのプロトコル移行も簡単です。

オートメーション対応の電動リッド

自動調節を行う電動リッドにより、レバーやノブによる調節が必要なく、安定した結果を提供します。装置制御APIの提供（2023年後半予定）によって、オートメーション化にも対応します。装置上部に搭載された視認性の高いLEDライトによって、リッドは装置ステータスを表す色を示し、離れたところからでも装置の状態を確認することができます。

PTC Tempo 96 サーマルサイクラー

カタログ番号 12015382

¥1,390,000

PTC Tempo Deepwell サーマルサイクラー

カタログ番号 12015392

¥1,410,000

 Complete Support Plan ▶ P.30

1000シリーズ サーマルサイクラー

高速PCR対応サーマルサイクラー

1000シリーズサーマルサイクラーは反応時間が早く、信頼性のある結果を提供します。ご使用のアプリケーションに合わせて、4種類のリアクションモジュール (384 well/96 well Fast/96 well Deep well/2x48 well)を交換して使用することができます。

- C1000 Touchには大型8.5インチカラータッチスクリーンを搭載しているため、直感的にご使用頂けます。
- 高速かつ正確な温度上昇下降により、短時間で正確なPCRを実現します。
- C1000 TouchはS1000を3台まで子機として接続し、C1000 TouchからS1000をコントロールすることが可能です。



C1000 Touchサーマルサイクラー +2x48wellリアクションモジュール

カタログ番号 1851148JA

¥1,350,000

C1000 Touchサーマルサイクラー +384wellリアクションモジュール

カタログ番号 1851138JA

¥1,400,000

S1000 サーマルサイクラー +2x48wellリアクションモジュール

カタログ番号 1852148JA

¥998,000

S1000 サーマルサイクラー +384wellリアクションモジュール

カタログ番号 1852138JA

¥1,050,000

S1000 サーマルサイクラー +96well Fastリアクションモジュール

カタログ番号 1852196JA

¥893,000

S1000 サーマルサイクラー +96Deep wellリアクションモジュール

カタログ番号 1852197JA

¥893,000



 Complete Support Plan ▶ P.30

T100™ サーマルサイクラー

96wellタイプサーマルサイクラー

96wellタイプの多機能なサーマルサイクラーで、反応ブロッカー体型モデルです。大きな5.7インチカラータッチパネルを採用しており、直観的な操作が可能です。

T100サーマルサイクラー

カタログ番号 1861096J1

¥590,000

買替え・増設にお得な複数台パッケージ

T100サーマルサイクラー 2台

カタログ番号 1861096B02

¥820,000

T100サーマルサイクラー 3台

カタログ番号 1861096B03

¥1,200,000



 Complete Support Plan ▶ P.30

セルアナライザー

ZE5™ Cell Analyzer

高性能セルアナライザーシステム

ZE5 Cell Analyzerは最大5レーザーと27蛍光検出器を備えた柔軟性の高いハイスループット対応のセルアナライザーです。シングルチューブから384ウェルプレートまで標準で対応可能なサンプルローダーが組み込まれており、様々なサンプル容器に柔軟に対応します。また、96ウェルプレートを8分以内に測定することができ、HTアッセイに最適です。使いやすいEverestソフトウェアは、自動スタートアップ/シャットダウン機能や分かりやすいガイド機能により、使用者へのトレーニング時間を短縮することができます。

■ 最大5レーザー・30パラメーター検出

異軸の5レーザーと27蛍光検出、FSC、SSCとオプションの小粒子検出用 (SPD) の第二FSCを装備した30パラメーター検出によりマルチカラーパネルアッセイにも柔軟に対応することができます。

■ 温度制御機能付ユニバーサルサンプルローダー

内蔵のユニバーサルサンプルローダーは機器の取り付け、取り外しなしに5 mlチューブや1.5 mlチューブから96ウェルプレート、96ウェルDeepウェルプレート、384ウェルプレートに対応します。また、サンプルローダーは4℃～37℃の温度制御及び攪拌が可能です。

■ 測定中も送液タンクを交換可能

4 Lx2のDI水、廃液タンクを装備し、クリーナーや添加剤ボトルも本体に内蔵しています。測定中に使用していない方のタンクを交換したり、足りなくなったらもう一方のタンクへ切り替えて使用することができます。

■ 高速測定対応

ZE5のフローセルは他のシステムの2倍の8 m/秒で動作します。また、ハイスループットモード時には、96ウェルプレートを8分以内で分析することができます。そのため、ハイスループットが必要な用途にも柔軟に対応します。

■ 使いやすいシステムとソフトウェア

ZE5-EYEと名付けられた10種類のLEDによる光路検証により、フィルターセットが正しく設定されているか自動的に確認されます。また制御解析ソフトウェアEverestには、自動スタートアップ、自動シャットダウン機能やスペクトルビューワーを装備しており、日々のメンテナンスを軽減し、多色実験を構築する際に役に立ちます。

■ HTアッセイのためのアップグレード

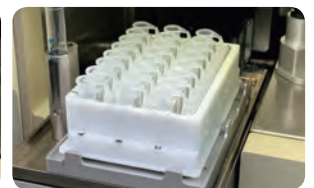
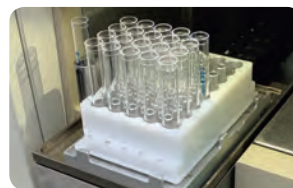
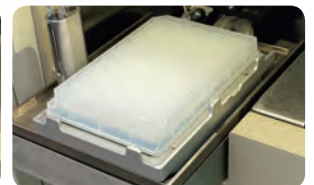
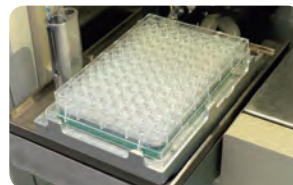
シース液、廃液タンクを20 Lの大容量タンクへ変更するオプションの送液アップグレードにより、22時間の連続稼働が可能。ロボットオートメーションにも対応可能です。

■ 光学アップグレードオプション

システムに微小粒子検出器 (SPD) やUVレーザーを追加する光学アップグレードキットもご用意。

■ 解析用ソフトウェア「FCS Express」添付

新規購入時には、フローサイトメトリー用解析ソフトウェア「FCS Express Cytometry」1年間のライセンスが付属



内蔵のサンプルローダーはそのままで、5 mlシングルチューブ、40本×5 mlチューブラック、24本×1.5 mlチューブラック、96ウェルプレート、および384ウェルプレートに対応可能で、サンプルローダーの交換作業は不要です。



ZE5 Cell Analyzer とオプションの外部大容量タンク (20L)

ZE5™ Cell Analyzer

■ ZE5 Cell Analyzerシステム

ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム

カタログ番号: 12004279JA
 355/405/488/561/640 nm レーザー搭載
 27蛍光検出システム、微小粒子検出器付
 ZE5セルアナライザー5レーザー本体、PC、モニター、アクセサリ、
 安定化電源装置、FCS Expressソフトウェア1yrライセンス
¥ 51,400,000

ZE5 Cell Analyzer 4レーザー 24蛍光検出システム

カタログ番号: 12004278JA
 405/488/561/640 nm レーザー搭載
 24蛍光検出システム
 ZE5セルアナライザー4レーザー本体、PC、モニター、アクセサリ、
 安定化電源装置、FCS Expressソフトウェア1yrライセンス
¥ 38,000,000

ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 20蛍光検出システム (V/B/YG)

カタログ番号: 12014139JA
 405/488/561 nm レーザー搭載
 20蛍光検出システム
 ZE5セルアナライザー3レーザー本体、PC、モニター、アクセサリ、
 安定化電源装置、FCS Expressソフトウェア1yrライセンス
¥ 32,200,000

ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 17蛍光検出システム (B/YG/R)

カタログ番号: 12004277JA
 488/561 /640 nm レーザー搭載
 17蛍光検出システム
 ZE5セルアナライザー3レーザー本体、PC、モニター、アクセサリ、
 安定化電源装置、FCS Expressソフトウェア1yrライセンス
¥ 31,600,000

ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 17蛍光検出システム (V/B/R)

カタログ番号: 12004276JA
 405/488 /640 nm レーザー搭載
 17蛍光検出システム
 ZE5セルアナライザー3レーザー本体、PC、モニター、アクセサリ、
 安定化電源装置、FCS Expressソフトウェア1yrライセンス
¥ 29,600,000

■ ZE5 光学アップグレード組込済システム

ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム Option Aシステム

カタログ番号: 12004279J1A
¥ 53,300,000

ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム Option Bシステム

カタログ番号: 12004279J1B
¥ 53,300,000

■ ZE5 微小粒子検出器組込済システム

ZE5 Cell Analyzer 4 レーザー 24蛍光検出SPD付システム

カタログ番号: 12004278J1SPD
¥ 38,800,000

ZE5 Cell Analyzer 3 レーザー 20蛍光検出SPD付システム (V/B/YG)

カタログ番号: 12014139J1SPD
¥ 33,000,000

ZE5 Cell Analyzer 3 レーザー 17蛍光検出SPD付システム (V/B/R)

カタログ番号: 12004276J1SPD
¥ 30,400,000

■ ZE5送液系アップグレード

ZE5 外部接続実験室DI水アップグレードキット*

カタログ番号: 12009651
¥ 300,000

ZE5 外部DI水用大型タンク(20L)アップグレードキット*

カタログ番号: 12009707
¥ 1,000,000

ZE5 外部廃液用大型タンク(20L)アップグレードキット*

カタログ番号: 12009734
¥ 1,000,000

*: ZE5アップグレードキットには、弊社サービススタッフによる設置調整作業費が別途必要です。

セルイメージャー／セルカウンター

ZOE™ 蛍光セルイメージャー

倒立デジタル蛍光顕微鏡システム

ZOE蛍光セルイメージャーは、明視野+3蛍光(青色、緑色、赤色)チャンネルを備えた倒立型のデジタル顕微鏡です。直感的な操作を実現するために接眼レンズを排して10.1インチの高解像度タッチスクリーンを備えており、日々の細胞培養ワークフローなどで手軽にご使用いただけます。

- 直感的な操作を実現する10.1インチタッチスクリーン
 - 接眼レンズの代わりに直感的なインターフェースを提供します。また多人数での同時の観察にも対応します。
 - 画像撮影、保存、画像の拡大はタッチスクリーン上でピンチやスワイプ、タップといった操作により直感的に操作することができます。
- 明視野+3蛍光の4チャンネル検出
 - すべてのチャンネルの光源に水銀ランプ(寿命約200時間)より長寿命なLED(約1万時間)を採用。
 - 明視野では光源を斜めから照射する斜光照明により、位相差像のようなコントラスト像を得ることも可能。
 - 蛍光チャンネルは一般的に使用される蛍光タンパク質と蛍光色素に適合します。
 - ZOEは遮光板を備えているため、蛍光検出のために暗室は不要で、実験室の環境光下でも検出が可能です。
- 簡単な画像撮影機能とコンパクトサイズ
 - ZOE本体内に16 GBメモリーを搭載しているため、画像を簡単に保存することができます。またUSBメモリーへのエクスポートにも対応しています。



ZOE 蛍光セルイメージャー

カタログ番号 1450031J1

¥1,500,000

TC20™ 全自動セルカウンター

哺乳動物細胞用全自動セルカウンター

オートフォーカス搭載で30秒でカウンティングが終了します。トリパンブルー有り、なしの両方に対応しますので、生細胞数・生存率が必要な場合にはトリパンブルーを加えてカウンティングし、総細胞数のみ知りたい場合には、細胞懸濁液をそのままスライドにいれてカウンティング可能です。

TC20全自動セルカウンター

カタログ番号 1450101J1

¥500,000

TC20本体
カウンティングスライド
1.5 ml Trypan Blue

TC20全自動セルカウンター プリンター付

カタログ番号 1450109J1

¥560,000

TC20本体
ラベルプリンター
カウンティングスライド
1.5 ml Trypan Blue



遺伝子導入

Gene Pulser Xcell エレクトロポレーションシステム

エレクトロポレーションシステム

エレクトロポレーションは化学的遺伝子導入方法など比べ、その効率が最も高い手法のひとつです。Gene Pulser Xcellシステムには、哺乳類、微生物へ遺伝子導入するためのプロトコルがあらかじめプリセットされています。どなたでも簡単にエレクトロポレーション法での遺伝子導入が可能です。

- 1台で減衰波（エクスポネンシャルパルス）と矩形波（スクエアパルス）の両方の電圧コントロールが可能のため、細胞種を問わず幅広いターゲットに応用可能です。
- バックライト付き大型ディスプレイを搭載しており、簡単にプロトコルを選んだり、導入後の波形を確認することができます。
- 哺乳類、微生物へのプリセットプログラムが登録されており、ご購入後すぐにご使用いただくことができます。
- マウス卵への導入などゲノム編集にもご利用いただけます。（Bulletin 6826 Publication List: Electroporation of Nucleic Acid and Proteins for CRISPR-Related Gene Editingをご参照下さい。）



Gene Pulser Xcell コンプリートシステム

Gene Pulser Xcell コンプリートシステム

カタログ番号 1652660J1

¥1,520,000

Gene Pulser Xcell Main Unit, Gene Pulser Xcell CE module, Gene Pulser Xcell PC module, Gene Pulser Xcell ShockPod



Gene Pulser Xcell PC システム
(微生物用)



Gene Pulser Xcell CE システム
(動物、植物細胞用)

Gene Pulser Xcell CE システム

(動物、植物細胞用)

カタログ番号 1652661J1

¥1,100,000

Gene Pulser Xcell Main Unit, Gene Pulser Xcell CE module, Gene Pulser Xcell ShockPod

Gene Pulser Xcell PC システム

(微生物用)

カタログ番号 1652662J1

¥996,000

Gene Pulser Xcell Main Unit, Gene Pulser Xcell PC module, Gene Pulser Xcell ShockPod

Helios Gene Gunシステム

遺伝子銃 (パーティクルデリバリー法) / ガンタイプ

パーティクルデリバリー法は、DNAまたはRNAでコーティングされた微粒子を物理的に細胞や生体に撃ち込む方法です。応用例として、植物の茎頂組織や葉の*in vivo*トランスフォーメーション、動物における遺伝子治療、DNAワクチンの研究などに用いられます。

- 細胞障害性の低い金粒子にDNAをコーティングして導入することにより、効率よく導入を行います。
- 減圧のないハンドヘルドタイプのため、植物の成長点への導入や動物などの個体への導入に対応します。
- サンプルカートリッジホルダーには一度に12のサンプルカートリッジを装着可能です。これにより一度に複数臓器への導入や個体数を増やした実験にも柔軟に対応します。

Helios Gene Gunシステムご使用に関して

Helios Gene Gunシステムは、高圧ガスを使用するため高圧ガス保安法の対象となります。以下の点を遵守していただくことにより、高圧ガス保安法で定める“適用除外”となります。

- 本体へは、ヘリウムガス以外を供給しないでください。
- ヘリウム供給元へ接続するレギュレーターの2次圧(出力)を1 Mpa未満にしてください。
- 全ガス漏洩時、実験室の酸素濃度が18%未満にならない環境でご使用ください。(10 mlのボンベをご使用の場合は、目安として60 ml以上の容積が必要となります)
- 実験室には十分な換気設備を備え、ガス漏洩時、ガスが滞留しないようにしてください。
- 弊社納品後のシステムは、構成品の除去や入れ替え、改造など行わないでください。



Helios Gene Gunシステム

カタログ番号 1652431J2

¥5,500,000

Helios Gene Gunキット、ヘリウムアッセンブリー、チューピングプレップステーション、シリンジキット、チューピングカッター、Helios条件設定キット

※Helios Gene Gunには別途購入品(ヘリウムガス、窒素ガス、窒素レギュレーター等)が必要です。詳細はお問い合わせください。

PDS-1000/He

遺伝子銃 (パーティクルデリバリー法) / 設置型

PDS-1000/Heは、減圧装置とヘリウムの圧力を用いて、目的の細胞へ微粒子を効果的に加速して撃ち込む装置です。そのため、このパーティクルデリバリー法を用いたPDS-1000/Heはマイクロインジェクション法に比べ、操作が簡単で、時間も短縮できます。

- 細胞障害性の低い金粒子にDNAをコーティングして導入することにより、効率よく導入を行います
- 植物のような堅い細胞へもチャンバー内を陰圧にすることにより、金粒子を加速し導入することが可能なため、導入効率の向上が見込めます



PDS-1000/Heシステム

カタログ番号 1652257J1

¥6,500,000

PDS-1000/Heシステム

本装置は高圧ガスを取扱うため、各都道府県への「高圧ガス保安法」に基づく届出(または許可等)が必要となります。また、移設する際も、納品時と同様の届出が必要になる場合がございます。

※PDS-1000/Heシリーズは別途購入品(ヘリウムガス等)が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。PDS-1000/Heシステムは高圧ガス保安法対象製品です



ウェスタンブロットイング

ウェスタンブロットイング ベストパッケージ

ウェスタンブロットイングに必要な電気泳動槽、転写装置、電源装置に加え、必要な試薬、消耗品を含むパッケージ品です。

品名	トランスプロットTurbo (ミニ) ベストパッケージ	トランスプロットTurbo (ミディ) ベストパッケージ	ミニ トランスプロット ベストパッケージ	Criterion トランスプロット ベストパッケージ	
カタログ番号	1704150JB01	1704150JB02	1703935JB01	1704070JB01	
通常価格	¥635,000	¥665,000	¥527,000	¥601,000	
構成品	泳動槽	 ・ミニプロティアンTetra レディーゲルセル (2枚用)	 ・Criterionセル (2枚用)	 ・ミニプロティアンTetra レディーゲルセル (2枚用)	 ・Criterionセル (2枚用)
	転写装置	 ・トランスプロットTurbo		 ・ミニトランスプロットモジュール ・フィルターペーパー	 ・Criterionトランスプロットセル ・フィルターペーパー
	メンブレン & 転写バッファー	 ・転写パック (ミニ)、10枚	 ・転写パック (ミディ)、10枚	 ・PVDFメンブレン (7×8.4 cm)、10枚 ・10×TGプレミックス バッファー、1L	 ・PVDFメンブレン (10×15cm)、10枚 ・10×TGプレミックス バッファー、1L
	電源装置	 ・パワーパックBasic		 ・パワーパックHC	
	試薬・消耗品	<p>サンプル調製用バッファー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・4×Laemmliサンプルバッファー、10 ml ・2-メルカプトエタノール、25 ml <p>分子量スタンダード</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プレジジョンPlus デュアルスタンダード ・プレジジョンPlus WesternC プロテインパック <p>電気泳動用ランニングバッファー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10×トリス/グリシン/SDS、1 L <p>抗体反応用バッファー</p> <ul style="list-style-type: none"> ・10×TBS、1 L ・10% Tween20、1 L ・EveryBlot ブロッキングバッファー、500 ml <p>2次抗体</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヤギ抗ウサギIgG (H+L) HRP標識、2 ml ・ヤギ抗マウスIgG (H+L) HRP標識、2 ml <p>化学発光用基質</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Clarity Western ECL Substrate、200 ml ・Clarity Max Western ECL Substrate、100 ml 			

本パッケージにはプレキャストゲルは含まれません。また、自作ゲルでのご使用を検討されているお客様はミニプロティアンキャスティングモジュールが必要です。

トランスブロットTurboブロッティングシステム



トランスブロットTurboブロッティングシステム

高速セミドライ転写装置

■ 高効率ブロッティング

トランスブロットTurboブロッティングシステムは、セミドライタイプでありながら、高分子から低分子まで広い分子量域において高い転写効率でブロッティングを行うことが可能です。従来のセミドライ式では不得意とされてきた高分子領域の転写もタンク式に匹敵する高効率な転写を可能にします

■ 高速ブロッティング

トランスブロットTurboブロッティングシステムは転写パック（またはRTAキット）と組み合わせて使用すると、従来のセミドライ式と比べても短時間での転写が可能です。パイオ・ラッド社製のミニプロテアンTGXゲルと組み合わせると最短で3minで転写が終了します

■ 均一なブロッティング

トランスブロットTurboの転写カセットは、独自のロック機構により、電極・ろ紙・メンブレン・ゲルのサンドイッチ構造をしっかりと保持します。この方式により、電極間距離を短くし、強力な電場を均一にかけることができ、均一性の高いプロットが得られます。また、転写中に発生する熱に対する耐性も高くなるよう設計されています。

トランスブロットTurbo with PVDF (ミニ)

カタログ番号 1704150J1

¥290,000

トランスブロットTurbo、トランスブロットTurbo転写パック PVDF (ミニ) 10枚入

トランスブロットTurbo PVDF (ミニ) & Tetraシステム

カタログ番号 1704150J1X1

¥310,000

トランスブロットTurbo、トランスブロットTurbo転写パック PVDF (ミニ) 10枚入、ミニプロテアンTETRAレディーゲルセル 2枚用

トランスブロットTurbo PVDF (ミニ) & Tetra PPシステム

カタログ番号 1704150J1X2

¥400,000

トランスブロットTurbo、トランスブロットTurbo転写パック PVDF (ミニ) 10枚入、ミニプロテアンTETRAレディーゲルセル 2枚用、トランスブロットTurbo PVDF (ミニ) & Tetra PPシステム、パワーパック BASIC

トランスブロットTurbo 4台セット

カタログ番号 1704150B04

¥950,000

トランスブロットTurbo 4台

トランスブロットTurbo 8台セット

カタログ番号 1704150B08

¥1,800,000

トランスブロットTurbo 8台

イメージング

ChemiDoc Touch MP イメージングシステム



化学発光/多重蛍光/UV撮影装置

ChemiDoc Touch MPシステムは、高感度かつ高解像度なメンブレンやゲルの撮影を可能にするイメージング装置です。本装置では、高感度な化学発光検出をはじめ、Red/Green/Blueに加えFar Red/Near IRの計5本の蛍光検出用のLED光源および検出用フィルターを搭載して

- 独自開発の高性能センサーを採用し、高感度、かつ高解像度な化学発光検出を可能にします。
- Red/Green/Blueに加え、Far Red/Near IR光源を搭載し、様々な蛍光検出に対応します。
- マルチプレックス蛍光ウェスタンブロットティングに適合します。
- 引き出し式UVトランスイルミネーターを搭載し、UV励起によるサンプル検出、およびオプションのUVシールドを使用することでゲルの切り出しにも対応します。
- オプションのWhiteトレイ、およびBlueトレイを用いることで、UV光源を用途に応じ様々な光源へ変更し、撮影することが可能です。
- 可動式カメラによりサンプルに適した範囲での撮影が可能のため、より高解像度な撮影が可能です。
- 12.1インチの大型タッチスクリーンが搭載されており、高い操作性を実現します。
- 外部のPC制御を必要としないため、省スペース化が可能です。
- ライセンスキー不要、かつWindows/Mac OSに対応するImageLabソフトウェアが標準添付されており、分子量解析、定量解析やデータノーマライズをはじめとした様々な画像解析を、場所を選ばず行うことが可能です。

おり、様々な蛍光検出に対応することが可能です。特にFar-Red/Near IRを用いることで、高感度な蛍光ウェスタンブロットティング検出を実現します。また、大型のタッチスクリーンにより、優れた操作性を実現し、ストレスフリーな撮影環境でご利用いただけます。

ChemiDoc Touch MPイメージングシステム

カタログ番号 17001402JA

¥7,900,000

ChemiDoc Touch MP、RGB+FarRed+NIRモジュールユニット (内蔵)、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Imageソフトウェア

ChemiDoc Touch MPイメージングPCシステム

カタログ番号 17001402J1PC

¥8,150,000

ChemiDoc Touch MP、RGB+FarRed+NIRモジュールユニット (内蔵)、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Imageソフトウェア、解析用ノートPC

ChemiDoc Touch MPイメージングコンプリートシステム

カタログ番号 17001402J2PC

¥8,750,000

ChemiDoc Touch MP、RGB+FarRed+NIRモジュールユニット (内蔵)、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Blueトレイ、Whiteトレイ、ビデオプリンター、UVシールド、Imageソフトウェア、解析用ノートPC

ChemiDoc Touchイメージングシステム

化学発光/UV撮影装置

ChemiDoc Touch システムは、高感度かつ高解像度なメンブレンやゲルの撮影を可能にするイメージング装置です。本装置では、高感度な化学発光検出をはじめ、UVトランスイルミネーターを用いた蛍光検出に対応します。また、大型のタッチスクリーンにより、優れた操作性を実現し、ストレスフリーな撮影環境でご利用いただけます。

- 独自開発の高性能センサーを採用し、高感度、かつ高解像度な化学発光検出を可能にします。
- オプションのアップグレードキットにより、Red/Green/Blueに加え、Far Red/Near IR光源搭載モデルChemiDoc Touch MPシステムへアップグレード可能です。
- 引き出し式UVトランスイルミネーターを搭載し、UV励起によるサンプル検出、およびオプションのUVシールドを使用することでゲルの切り出しにも対応します。
- オプションのWhiteトレイ、およびBlueトレイを用いることで、UV光源を用途に応じ様々な光源へ変更し、撮影することが可能です。

ChemiDoc Touchイメージングシステム

カタログ番号 17001401JA

¥4,900,000

ChemiDoc Touch、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Imageソフトウェア

ChemiDoc TouchイメージングPCシステム

カタログ番号 17001401J1PC

¥5,150,000

ChemiDoc Touch、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Imageソフトウェア、解析用ノートPC



- 可動式カメラによりサンプルに適した範囲での撮影が可能のため、より高解像度な撮影が可能です。
- 12.1インチの大型タッチスクリーンが搭載されており、高い操作性を実現します。
- 外部のPC制御を必要としないため、省スペース化が可能です。
- ライセンスキー不要、かつWindows/Mac OSに対応するImageLabソフトウェアが標準添付されており、分子量解析、定量解析やデータノーマライズをはじめとした様々な画像解析を、場所を選ばず行うことが可能です。

ChemiDoc Touchイメージングコンプリートシステム

カタログ番号 17001401J2PC

¥5,750,000

ChemiDoc Touch、Blot/UV/Stain-Freeトレイ、Blueトレイ、Whiteトレイ、ビデオプリンター、UVシールド、Imageソフトウェア、解析用ノートPC

アップグレードキット (ChemiDoc Touch MP用)

カタログ番号 12003263

¥3,500,000

RGB/FR/NIR光源、検出用フィルター各種

※本価格には据え付け作業費が含まれておりません (別途¥180,000)。

ChemiDoc XRS Plus

化学発光/UV撮影装置

ChemiDoc XRS Plusは汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れた装置です。高感度での化学発光の検出が行える上、高解像度で蛍光、可視染色したサンプルを検出できます。ChemiDoc XRS Plusシステムに適合したImage Labソフトウェアにより、全ての検出範囲でピントが合うよう調整されています。

- 高感度で高解像度なバランスの良いCCDカメラを搭載しており、化学発光を高感度かつ高解像度に検出することができます。
- UVトランスイルミネーターを搭載し、UV励起によるサンプル検出に対応します。
- ホワイトコンバージョンスクリーンや落射白色光を使用することで、可視染色されたサンプルの検出を可能にします。
- Image Labソフトウェアにより、撮影サイズに合わせて自動的にピントが合うよう設定されています。撮影前の設定に時間を浪費することはありません。
- 検出データは光源のバラつきを自動的に補正しており、光源によるデータのバラつきを5%以内に抑えています (フラットフィールドニング機能：特許)



ChemiDoc XRS Plus Image Labシステム

カタログ番号 1708265J1PC

¥2,500,000

ChemiDoc XRS Plus、Image Labソフトウェア、コンピューターモニター、アクセサリ

Complete Support Plan ▶ P.30

GelDoc Goイメージングシステム



GelDoc Goイメージングシステムは、研究を加速させるパワフルさと、どこにでも設置可能なコンパクトさを兼ね備え、ストレスフリーなゲル撮影環境を整えることが可能です。

本装置ではUV光やBlue光を用いた蛍光染色されたゲルの検出や、白色光源による可視染色されたゲルの撮影、さらには引出式トランスイルミネーターによりゲルの切り出しにも対応が可能です。ユーザーフレンドリーなインターフェースは、高解像度な論文品質の画像をどなたでも簡単に再現良く撮影することが可能です。また、高度な光学設計はシステムの省スペース化だけでなく、ミニゲルを最大4枚設置可能な広い撮影視野を確保します。

- UVトランスイルミネーターを搭載し、蛍光染色されたゲルの撮影および解析に対応
- UV光源をBlue光および白色光にコンバージョンするオプショントレイにより、UV光によるサンプルの影響を抑えたい場合や、可視染色されたゲルの撮影にも対応
- 独自のScientificカメラテクノロジーを搭載したQuickSight Camerによりシャープかつ鮮明な撮影を実現
- 6.3Mピクセルの高解像度CMOSセンサーを搭載
- 9.7インチのタッチスクリーンによるスマートフォンライクな簡便操作
- 引出式トランスイルミネーターによりUV光源を用いたゲルの切り出しにも対応
- 外部のPC制御を必要としないため、省スペース化が可能です。
- ライセンスキー不要、かつWindows/Mac OSに対応するImageLabソフトウェアが標準添付されており、分子量解析、定量解析やデータノーマライズをはじめとした様々な画像解析を、場所を選ばず行うことが可能です。

GelDoc Goイメージング コンプリートシステム

カタログ番号 12009077J4PC

¥2,080,000

GelDoc Go、UV/Stain-Freeトレイ、Blueトレイ、Whiteトレイ、ビデオプリンター、UVシールド、ImageLabソフトウェア、ノートPC

GelDoc Goイメージング ビデオプリンター & シールドシステム

カタログ番号 12009077J3

¥1,520,000

GelDoc Go、UV/Stain-Freeトレイ、ビデオプリンター、UVシールド、ImageLabソフトウェア

GelDoc Goイメージング ビデオプリンターシステム

カタログ番号 12009077J2

¥1,480,000

GelDoc Go、UV/Stain-Freeトレイ、ビデオプリンター、ImageLabソフトウェア

GelDoc Goイメージング PCシステム

カタログ番号 12009077J1PC

¥1,530,000

GelDoc Go、UV/Stain-Freeトレイ、ImageLabソフトウェア、ノートPC

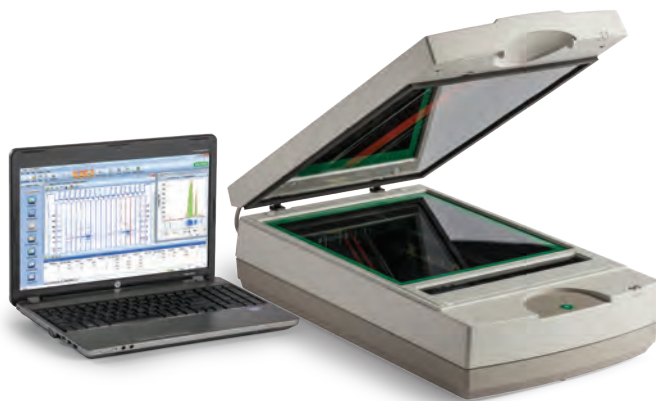
GelDoc Goイメージング システム

カタログ番号 12009077J1

¥1,280,000

GelDoc Go、UV/Stain-Freeトレイ、ImageLabソフトウェア

GS-900 Calibrated Densitometryシステム



可視染色サンプル撮影装置

GS-900 calibrated densitometryシステムは精度、再現性にフォーカスし設計された可視染色専用のイメージングシステムです。正確性、再現性を確保するために、本体に内蔵のキャリブレーションタブレットを用いてサンプルスキャン毎に自動キャリブレーションを行います。サンプルは可視染色されたメンブレン、フィルムおよびゲルなどを用いることが可能です。また、幅広いダイナミックレンジ(0-3.4OD)を持つため、高濃度から低濃度のサンプルまで扱うことが可能です。

- トランスイルミネーター式のため、定量性高く撮影することが可能です。
- 内蔵のキャリブレーションタブレットを用い、スキャン毎に自動キャリブレーションを行うため、再現性高く撮影することが可能です。
- 可視染色されたゲルやメンブレン、フィルムの撮影が可能です。
- IQ/OQバリデーションサポートや21 CFR Part11モジュールに対応します。^{※2}

GS-900 Calibrated DensitometryノートPCシステム^{※1}

カタログ番号 1707990J1NPC

¥2,480,000

GS-900、ImageLabソフトウェア、ノートPC

^{※1} GS-900 Calibrated Densitometry IQ/OQ/バリデーションは含まれません。価格、実施内容等は別途お問い合わせください。

^{※2} 弊社のサポートは、ソフトウェア、およびその使用方法のみとなっております。

マルチプレックスサスペンションアレイ

システム比較

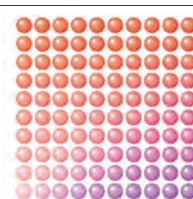
	Bio-Plex 200	Bio-Plex 3D
測定時間	35~40min	20min以下
Multiplex	最大100項目	最大500項目
プレートタイプ	96well	96well/384well
オートメーション	—	対応

Bio-Plex200システム(スタンダードモデル)

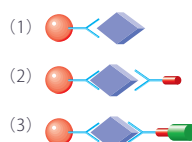


Bio-Plex 200システムは蛍光マイクロビーズを使用したサスペンションアレイテクノロジー (xMAPテクノロジー) を採用し、1サンプルから最大100種類のアッセイを同時に行うことができます。

- サイトカインやリン酸化タンパク質などの生体内の複雑な反応物を最大100項目まで同時に測定することができます。
- アッセイに用いるサンプル量は血清・血漿の場合12.5ul。この量で最大100種類のサイトカイン・リン酸化タンパク質の検出をすることができます。
- ユーザーフレンドリーなBio-Plex Managerにより本体のコントロールから解析まで対応します。



2色の蛍光色素の強度をそれぞれ10段階に変え、100通りの色の組み合わせを作ります。これをビーズの識別コードとします。



異なる色のビーズそれぞれにターゲットタンパク質に特異的なプローブを結合させ、サンプルとインキュベーションします(1)。ビオチンラベルした検出抗体を統合せ(2)、レポーター分子(ストレプトアビジン-PE)でラベルします(3)。



Bio-Plexアレイリーダーの検出部では、レッドレーザーでビーズの色分け対象を、グリーンレーザーでレポーターシグナル強度を検出します。

Bio-Plex 200ベーシックシステム (Data Pro付)

カタログ番号 171000201J1

¥8,750,000

Bio-Plex Array Reader, Microplate Platform
Bio-Plex Manager, Bio-Plex Data Pro, Bio-Plex Handheld Magnetic Washer
コンピューター、モニター、アクセサリ

Bio-Plex 200ベーシックコンプリートシステム (Data Pro付)

カタログ番号 171000201J3

¥10,550,000

Bio-Plex Array Reader, Microplate Platform
Bio-Plex Manager, Bio-Plex Data Pro, Bio-Plex Pro Wash Station
コンピューター、モニター、アクセサリ

Bio-Plex 200 HTFシステム (Data Pro付)

カタログ番号 171000205J2

¥9,750,000

171000201J1の構成品+HTFシステム

Bio-Plex 200 HTFコンプリートシステム (Data Pro付)

カタログ番号 171000205J4

¥11,550,000

171000201J3の構成品+HTFシステム

Complete Support Plan ▶ P.30

Bio-Plex 3Dシステム (ハイエンドモデル)



Bio-Plex 3Dシステムは蛍光マイクロビーズを使用したサスペンションアレイテクノロジー (xMAPテクノロジー) を採用し、1サンプルから最大500種類のアッセイを同時に行うことができます。1回に測定可能なサンプル数は最大384サンプルです。

- 生体分子の測定を1wellで最大500項目まで測定することができます。
- 96wellプレートの他、384wellのプレートも利用可能です。ロボットに組み込むこともできるため、HTSに対応します。
- 測定時間は96wellサンプルの測定で20分程度です。多数のサンプルを処理する事が可能です。

Bio-Plex 3Dシステム

カタログ番号 BIOPLEX3D

¥19,000,000

Bio-Plex 3D
x PONENTソフトウェア
Bio-Plex Manager ソフトウェア

コンピューター
モニター
アクセサリ

 Complete Support Plan ▶ P.30

Bio-Plex Pro Wash Station



磁気ビーズ洗浄装置

Bio-Plex Pro Wash StationはBio-Plexアッセイにおける洗浄操作を自動的に行うための装置です。

本装置はBio-Plex Pro試薬を使用するためのプログラムがプレインストールされており、実験操作を簡便化し、再現性を向上させることが可能です。

Bio-Plex Pro Wash Station

カタログ番号 30034376

¥1,800,000

Bio-Plex Pro Wash Station (磁気ビーズ洗浄専用機)
マニュアル

Bio-Plex アッセイ試薬

Bio-Plexサスペンションアレイシステムは、以下の項目の、アッセイに必要な全てのバッファー類を含んだキットを販売しています。サイトカイン、リン酸化タンパク質、病態マーカーなど様々な目的に応じたキットをご用意しています。
※価格や詳しい説明については、Bio-Plexシステム機器・試薬・消耗品カタログをご覧ください。

Cytokine / Chemokine / Growth Factor												
Human							Mouse					
Cytokine		Th17	Treg	Chemokine		Inflammation	Group I	Group II	Group III (Th17)	Chemokine		
Eotaxin	CTACK	IFN- γ	IL-2	6Ckine	MDC	APRIL/TNFSF13	MMP-1	Eotaxin	Basic FGF	CD40L	BCA-1	MIP-3 β
FGF-2	GRO- α	IL-1 β	IL-10	BCA-1	MIF	BAFF/TNFSF13B	MMP-2	G-CSF	IL-15	ICAM-1	CTACK	RANTES
G-CSF	HGF	IL-4	IL-12 (p40)	CTACK	MIG	sCD30/TNFRSF8	MMP-3	GM-CSF	IL-18	IL-17F	ENA-78	SCYB16
GM-CSF	ICAM-1	IL-6	IL-12 (p70)	ENA-78	MIP-1 α	sCD163	Osteocalcin	IFN- γ	LIF	IL-21	Eotaxin	SDF-1 α
IFN- γ	IFN- α 2	IL-10	IL-19	Eotaxin	MIP-1 δ	Chitinase 3-like 1	Osteopontin (OPN)	IL-1 α	M-CSF	IL-22	Eotaxin-2	TARC
IL-1 β	IL-1 α	IL-17A	IL-20	Eotaxin-2	MIP-3 α	gp130/sIL-6R β	Pentraxin-3	IL-1 β	MIG	IL-23p19	Fractalkine	TECK
IL-1ra	IL-2R α	IL-17A/F	IL-22	Eotaxin-3	MIP-3 β	IFN- α 2	sTNF-R1	IL-2	MIP-2	IL-25	GM-CSF	TNF- α
IL-2	IL-3	IL-17F	IL-26	Fractalkine	MIPF-1	IFN- β	sTNF-R2	IL-3	PDGF-BB	IL-27p28	I-309	
IL-4	IL-12p40	IL-21	IL-27 (p28)	GCP-2	SCYB16	IFN- γ	TSLP	IL-4	VEGF	IL-31	IFN- γ	
IL-5	IL-16	IL-22	IL-28A/IFN- λ 2	GM-CSF	SDF-1 α + β	IL-2	TWEAK/TNFSF12	IL-5		IL-33	IL-1 β	
IL-6	IL-18	IL-23	IL-29/IFN- λ 1	Gro- α	TARC	sIL-6R α		IL-6		MIP-3a	IL-2	
IL-7	LIF	IL-25	IL-35	Gro- β	TECK	IL-8		IL-9			IL-4	
IL-8	MCP-3	IL-31		I-309	TNF- α	IL-10		IL-10			IL-6	
IL-9	M-CSF	IL-33		IFN-g		IL-11		IL-12(p40)			IL-10	
IL-10	MIF	sCD40L		IL-1 β		IL-12 (p40)		IL-12(p70)			IL-16	
IL-12p70	MIG	TNF- α		IL-2		IL-12 (p70)		IL-13			IP-10	
IL-13	β -NGF			IL-4		IL-19		IL-17A			I-TAC	
IL-15	SCF			IL-6		IL-20		KC			KC	
IL-17	SCGF- β			IL-8		IL-22		MCP-1 (MCAF)			MCP-1	
IP-10	SDF-1 α			IL-10		IL-26		MIP-1 α			MCP-2	
MCP-1 (MCAF)	TNF- β			IL-16		IL-27 (p28)		MIP-1 β			MCP-3	
MIP-1 α	TRAIL			IP-10		IL-28A/IFN- λ 2		Rantes			MCP-5	
MIP-1 β	VCAM-1			I-TAC		IL-29/IFN- λ 1		TNF- α			MDC	
PDGF-BB				MCP-1		IL-32					MIP-1 α	
RANTES				MCP-2		IL-34					MIP-1 β	
TNF- α				MCP-3		IL-35					MIP-2	
VEGF				MCP-4		LIGHT/TNFSF14					MIP-3 α	

Cytokine / Chemokine / Growth Factor	
Rat	Multi Species
EPO	TGF- β 1
G-CSF	TGF- β 2
GM-CSF	TGF- β 3
GRO/KC	
IFN-g	
IL-1a	
IL-1b	
IL-2	
IL-4	
IL-5	
IL-6	
IL-7	
IL-10	
IL-12p40	
IL-12p70	
IL-13	
IL-17	
IL-18	
M-CSF	
MCP-1	
MIP-1a	
MIP-2	
MIP-3a	
RANTES	
TNF-a	
VEGF	

Diabetes		
Human	Mouse	Rat
Diabetes	Diabetes	Diabetes
C-Peptide	Ghrelin	Ghrelin
Ghrelin	GIP	GLP-1
GIP	GLP-1	Glucagon
GLP-1	Glucagon	Leptin
Glucagon	Insulin	PAI-1
Insulin	Leptin	
Leptin	PAI-1	
PAI-1 (total)	Resistin	
Resistin	Adiponectin	
Visfatin		
Adiponectin		
Adipsin		

Kidney Toxicity	
Human	Rat
Albumin	Albumin
B2M	B2M
Calbindin	Calbindin
Clusterin	Clusterin
Cystatin C	Cystatin C
GST-p	IL-18
IL-18	KIM-1
KIM-1	MCP-1
MCP-1	NGAL
NGAL	Osteopontin
Osteopontin	
TFF-3	

Isotyping
Human
IgA
IgE
IgM
IgG-Total
IgG1
IgG2
IgG3
IgG4

Apoptosis
Human
Active caspase-3
Bad
Bak
Bax
Bax/Bcl-2 dimer
Bcl-xL
Bcl-xL/Bak dimer
Bim
Lamin B, intact and 45kD
Mcl-1
Mcl-1/Bak dimer
Smac
Survivin

クロマトグラフィー

NGCクロマトグラフィーシステム

NGCクロマトグラフィーシステムは、使いやすさと高い拡張性を備えた、中高圧クロマトグラフィー装置です。

様々なシステム構成、アップグレードオプション、および共通のソフトウェアプラットフォームを備えており、分析および分取(調製)クロマトグラフィー用途で使用できます。

- タッチパネルを採用し、操作性が向上
- 使いやすいソフトウェアで簡単にメソッド作成
- LEDアシスト機能で、流路の確認ができ、接続ミスも軽減
- 他社カラムも接続可能。ソフトウェアにもカラム情報を設定済み
- 選べる2つのポンプシステム
10 ml/minタイプ、100 ml/minタイプ
- 全てのシステムで最大4波長同時測定可能な多波長検出機を搭載
- 豊富なモジュールを目的にあわせて組み合わせ可能
カラムスイッチングバルブ、サンプルポンプ、インレットバルブ、バックプレッソリングバルブなど



NGC Quest Plusシリーズ

ベーシックシステム。ノートPC、フラクションコレクター、アクセサリキット付き。各種モジュール、バルブの追加でアップグレードが可能。ポンプは最大流速が10 ml/minタイプ、100 ml/minタイプがあります。



NGC Scout Plusシリーズ

スカウティングモデル。バッファー自動調製、pH調製が可能で、イオン交換体での精製用におすすめ。

ノートPC、フラクションコレクター、アクセサリキット付き。各種モジュール、バルブの追加でアップグレード可能。ポンプは最大流速が10 ml/minタイプ、100 ml/minタイプがあります。



NGC Discoverシリーズ

NGCの最上位機種。バッファー自動調製、pH調製が可能な他、サンプルポンプ、カラムスイッチングバルブなどを標準で搭載し、あらゆる精製用途におすすめ。ノートPC、フラクションコレクター、アクセサリキット付き。

各種モジュール、バルブの追加でアップグレード可能。ポンプは最大流速が10 ml/minタイプ、100 ml/minタイプがあります。

NGCクロマトグラフィーシステム用フラクションコレクター

NGC フラクションコレクター (NGC FC)

開発からスケールアップまで、すべてのクロマトグラフィーアプリケーションに必要とされる柔軟性とキャパシティーを持つ、NGCクロマトグラフィーシステム専用フラクションコレクターです。

- 最大4つまでのラック (フラクションチューブや96ウェルプレート用) やボトル分取に柔軟に対応
- NGCソフトウェア上でメソッドフェーズごとにフラクションの回収開始・終了設定が可能 (シグナル強度、ピークの傾き (スロープ)、%B、pH、外部シグナル)
- 前方ラックから後方ラックへ回収されるため、回収したサンプルはメソッドの終了前に取り出し、迅速に次のステップに進められます。



※ラックは含まれません

BioFracフラクションコレクター

- BioFracフラクションコレクターは、分析スケールでも分取スケールでも幅広いアプリケーションに使用でき、コレクションラックの種類が充実しているのが特長です。
- 流速100ml/minまで使用可能なBioFracフラクションコレクターは、Stand-aloneやNGCシステムによる制御が行えるようにデザインされています。
- BioFracには、標準ラック (12-13mmチューブ用) の他に8種類のオプションラックが用意されており、様々な分取サイズ/分取用チューブに対応しています。
- コレクション容器としては、マイクロプレート、バイアルやチューブ、ボトルが利用できます。
写真(*)のチューブ冷却/マイクロプレートバケットは、オプションです。
- コールドルームで使用可能です。



※チューブ冷却/マイクロプレートバケットは、オプションです。

システム一覧

モジュール/付属品	NGC Questシリーズ	NGC Scoutシリーズ	NGC Discoverシリーズ	
	流速 10 ml/minタイプ			
	Quest 10 Plus	Scout 10 Plus	Discover 10	Discover 10 Pro
多波長検出機 (4波長, 190-800 nm)	●	●	●	●
NGCバッファープレンディング		●	●	●
NGC pHバルブ		●	●	●
NGCサンプルポンプ F100			●	●
NGC インレットバルブ			●x2	●x2
NGC インレットバルブ (サンプルポンプ用)				●
NGC カラムスイッチングバルブ (10 ml)			●	●
NGC拡張ベイ Tier3			●	●
NGC拡張ベイ Tier4				●
NGCアウトレットバルブ				●
BioFrac付きシステム カタログ番号	7880003J1	7880007J1	7880009J1	7880011J1
価格	¥6,690,000	¥7,340,000	¥9,590,000	¥10,650,000
NGC FC付きシステム カタログ番号	7880003J4	7880007J4	7880009J4	7880011J4
価格	¥7,992,800	¥8,640,000	¥10,880,000	¥11,940,000
モジュール/付属品	流速 100 ml/minタイプ			
	Quest 100 Plus	Scout 100 Plus	Discover 100	Discover 100 Pro
多波長検出機 (4波長, 190-800 nm)	●	●	●	●
NGCバッファープレンディング		●	●	●
NGC pHバルブ		●	●	●
NGCサンプルポンプ F100			●	●
NGC インレットバルブ			●x2	●x2
NGC インレットバルブ (サンプルポンプ用)				●
NGC カラムスイッチングバルブ (100 ml)			●	●
NGC拡張ベイ Tier3			●	●
NGC拡張ベイ Tier4				●
NGCアウトレットバルブ				●
BioFrac付きシステム カタログ番号	7880004J1	7880008J1	7880010J1	7880012J1
価格	¥7,000,000	¥7,650,000	¥9,898,000	¥10,950,000
NGC FC付きシステム カタログ番号	7880004J4	7880008J4	7880010J4	7880012J4
価格	¥8,300,000	¥8,950,000	¥11,190,000	¥12,250,000

各システムには、基本構成としてF10システムポンプまたはF100システムポンプ、ミキサー、インジェクションバルブ、ChromLabソフトウェア、ノートPCが含まれます。

すべてのモジュールは、どのシステムにも追加可能です。

保守契約サービス

Bio-Rad Expert Care



Complete Support Plan

- すべてのサービスマニューが含まれる包括的なプランです。
- 機器の性能と安定稼働を最大限に引き出すことができます。
- メンテナンス費用が事前に確定しますので、故障等による予想外の費用発生を防止できます。
- 計画に基づく点検サービスをご提供します。



MyPlan

- お好きなサービス内容をお客様がご自由に設定していただくプランです。
- ご予算に合わせて選択いただけます。
- バリデーションサービス、キャリブレーションなど、お客様のニーズにお応えします。



Performance Plan

- 機器の点検を行うプランです。
- 機器のメンテナンス状態とデータの正確性を点検・確認します。
- 点検ご希望時にいつでもお申込みいただけます。
- 予算に制約のある方にお勧めします。



Extended Cover Plan

- 機器保証期間内ならリーズナブルな価格で最長2年まで保証期間を延長することが可能です。
- 安心の優先対応をご提供します。



Repair Service

- いつでもお申込みいただけ、個別に料金をお支払いいただけます。

カテゴリー	機種	Complete Support Plan	作業形態
セルソーター	S3e セルソーター	¥1,800,000 ~ ¥2,600,000 ※1	オンサイト
セルアナライザー	ZE5 セルアナライザー	¥2,650,000 ~ ¥4,200,000 ※1	オンサイト
核酸増幅	QXONE ddPCR システム	¥3,000,000	オンサイト
	QX200 ddPCR システム	¥1,000,000	オンサイト
	QX200 AutoDG ddPCR システム	¥1,500,000	オンサイト
	QX600 ddPCR システム	¥1,900,000	オンサイト
	QX600 AutoDG ddPCR システム	¥2,400,000	オンサイト
	CFX Connect リアルタイム PCR 解析システム	¥480,000 ※2	オンサイト
	CFX96 Touch リアルタイム PCR 解析システム	¥480,000 ※2	オンサイト
	CFX96 Touch DeepWell リアルタイム PCR 解析システム	¥480,000 ※2	オンサイト
	CFX384 Touch リアルタイム PCR 解析システム	¥580,000	オンサイト
	CFX Opus96 / Deepwell リアルタイム PCR 解析システム	¥580,000	オンサイト
	CFX Duet リアルタイム PCR 解析システム	¥580,000	オンサイト
	CFX Opus384 リアルタイム PCR 解析システム	¥680,000	オンサイト
	CFX Opus96 DX リアルタイム PCR システム	¥750,000	オンサイト
	CFX Opus384 DX リアルタイム PCR システム	¥900,000	オンサイト
	T100 サーマルサイクラー	¥120,000	センドバック
	PTC Tempo 96 / Deepwell サーマルサイクラー	¥240,000	センドバック
核酸電気泳動	CHEFDR-MapperXA チラーシステム	¥420,000	オンサイト
イメージング	GS-900 Calibrated Densitometer システム	¥250,000	オンサイト
	GelDoc GO イメージングシステム	¥150,000	センドバック
	ChemiDoc XRS Plus システム	¥400,000	オンサイト
	ChemiDoc Touch イメージングシステム	¥500,000	オンサイト
	ChemiDoc Touch MP イメージングシステム	¥600,000	オンサイト
マルチプレックスサスペンションアレイ	Bio-Plex200 システム / フルシステム	¥1,150,000	オンサイト
	Bio-Plex200 システム コンプリートシステム	¥1,200,000	オンサイト
	Bio-Plex3D システム	¥1,300,000	オンサイト
クロマトグラフィーシステム ※3	NGC Quest システム	¥450,000	オンサイト
	NGC Quest Plus システム	¥550,000	オンサイト
	NGC Scout システム	¥500,000	オンサイト
	NGC Scout Plus システム	¥600,000	オンサイト
	NGC Discover システム	¥700,000	オンサイト
	NGC Discover Pro システム	¥700,000	オンサイト

※1 価格は搭載するレーザーの本数、種類によって異なりますので、お問い合わせください。

※2 CFX Connect/96Touch/96TouchDeepWell は、研究用途でご使用される場合の価格になります。コロナ検査等診断で使用の場合は、¥750,000 で承ります。

※3 システム名（機種名）は構成モジュールにより異なりますので、どのシステムに該当するかは、お問い合わせください。
フラクションコレクターが NGC FC の場合は、上記価格に ¥100,000 を加算した価格となります。

価格帯別製品一覧

カタログ番号	品名	価格	掲載ページ
50万円未満			
1704150J1	トランスプロットTurbo with PVDF(ミニ)	¥290,000	20
12009651	ZE5 外部接続実験室DI水アップグレードキット	¥300,000	15
1704150J1X1	トランスプロットTurbo PVDF(ミニ) & Tetraシステム	¥310,000	20
1704150J1X2	トランスプロットTurbo PVDF(ミニ) & Tetra PPシステム	¥400,000	20
100万円未満			
1450101J1	TC20全自動セルカウンター	¥500,000	16
1703935JB01	ミニトランスプロットベストパッケージ	¥527,000	19
1450109J1	TC20全自動セルカウンタープリンター付	¥560,000	16
1861096J1	T100 サーマルサイクラー	¥590,000	13
1704070JB01	Criterionトランスプロットベストパッケージ	¥601,000	19
1704150JB01	トランスプロットTurbo(ミニ)ベストパッケージ	¥635,000	19
1704150JB02	トランスプロットTurbo(ミディ)ベストパッケージ	¥665,000	19
1861096B02	T100 サーマルサイクラー 2台	¥820,000	13
1852196JA	S1000サーマルサイクラー+96well Fastリアクションモジュール	¥893,000	13
1852197JA	S1000サーマルサイクラー+96Deep wellリアクションモジュール	¥893,000	13
1704150B04	トランスプロットTurbo 4台セット	¥950,000	20
1652662J1	Gene Pulser Xcell PCシステム	¥996,000	17
1852148JA	S1000サーマルサイクラー+2X48wellリアクションモジュール	¥998,000	13
300万円未満			
12009707	ZE5 外部DI水用大型タンク(20L)アップグレードキット	¥1,000,000	15
12009734	ZE5 外部廃液用大型タンク(20L)アップグレードキット	¥1,000,000	15
1852138JA	S1000サーマルサイクラー+384wellリアクションモジュール	¥1,050,000	13
1652661J1	Gene Pulser Xcell CEシステム	¥1,100,000	17
1861096B03	T100 サーマルサイクラー 3台	¥1,200,000	13
12009077J1	GelDoc Go イメージングシステム	¥1,280,000	23
1851148JA	C1000Touchサーマルサイクラー+2x48wellリアクションモジュール	¥1,350,000	13
12015382	PTC Tempo 96 サーマルサイクラー	¥1,390,000	12
1851138JA	C1000Touchサーマルサイクラー+384wellリアクションモジュール	¥1,400,000	13
12015392	PTC Tempo Deepwell サーマルサイクラー	¥1,410,000	12
12009077J2	GelDoc Go イメージングビデオプリンターシステム	¥1,480,000	23
1450031J1	ZOE 蛍光セルイメージャー	¥1,500,000	16
1652660J1	Gene Pulser Xcell コンプリートシステム	¥1,520,000	17
12009077J3	GelDoc Go イメージングビデオプリンター&シールドシステム	¥1,520,000	23
12009077J1PC	GelDoc Go イメージングPCシステム	¥1,530,000	23
1704150B08	トランスプロットTurbo 8台セット	¥1,800,000	20
30034376	Bio-Plex Pro Wash Station	¥1,800,000	26
12009077J4PC	GelDoc Go イメージングコンプリートシステム	¥2,080,000	23
1707990J1NPC	GS-900 Calibrated Densitometryノート PCシステム	¥2,480,000	24
1708265J1PC	ChemiDoc XRS Plus Image Labシステム	¥2,500,000	22
500万円未満			
17008552	CFX DuetリアルタイムPCRシステム	¥3,300,000	11
12003263	アップグレードキット(ChemiDoc Touch MP用)	¥3,500,000	22
12016658J1	CFX Opus DeepwellリアルタイムPCRシステム	¥4,200,000	11
17001401JA	ChemiDoc Touch イメージングシステム	¥4,900,000	22
1,000万円未満			
17001401J1PC	ChemiDoc Touch イメージングPCシステム	¥5,150,000	22
12011319J1	CFX Opus 96リアルタイムPCRシステム	¥5,300,000	10
1652431J2	Helios Gene Gunシステム	¥5,500,000	18
17001401J2PC	ChemiDoc Touch イメージングコンプリートシステム	¥5,750,000	22
1652257J1	PDS-1000/Heシステム	¥6,500,000	18
7880003J1	NGC Quest 10 Plusクロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥6,690,000	29
12011452J1	CFX Opus 384リアルタイムPCRシステム	¥6,700,000	10
7880004J1	NGC Quest 100 Plusクロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥7,000,000	29
7880007J1	NGC Scout 10 Plusクロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥7,340,000	29
7880008J1	NGC Scout 100 Plusクロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥7,650,000	29
17001402JA	ChemiDoc Touch MP イメージングシステム	¥7,900,000	21
7880003J4	NGC Quest 10 Plusクロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥7,992,800	29
17001402J1PC	ChemiDoc Touch MP イメージングPCシステム	¥8,150,000	21
7880004J4	NGC Quest 100 Plusクロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥8,300,000	29
7880007J4	NGC Scout 10 Plusクロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥8,640,000	29

カタログ番号	品名	価格	掲載ページ
17001402J2PC	ChemiDoc Touch MP イメージングコンプリートシステム	¥8,750,000	21
171000201J1	Bio-Plex 200 ベーシック システム(Data Pro付)	¥8,750,000	25
7880008J4	NGC Scout 100 Plus クロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥8,950,000	29
1864101JA	Automated Droplet Generatorシステム	¥9,000,000	7
7880009J1	NGC Discover 10 クロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥9,590,000	29
171000205J2	Bio-Plex 200 HTF システム(Data Pro付)	¥9,750,000	25
7880010J1	NGC Discover 100 クロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥9,898,000	29

1,000万円以上			
171000201J3	Bio-Plex 200 ベーシック コンプリートシステム(Data Pro付)	¥10,550,000	25
7880011J1	NGC Discover 10 Pro クロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥10,650,000	29
7880009J4	NGC Discover 10 クロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥10,880,000	29
7880012J1	NGC Discover 100 Pro クロマトグラフィーシステム BioFrac付	¥10,950,000	29
1864001JA	QX200 Droplet Digital PCRシステム	¥11,000,000	7
7880010J4	NGC Discover 100 クロマトグラフィーシステム NGCFC付	¥11,190,000	29
171000205J4	Bio-Plex 200 HTF コンプリート システム(Data Pro付)	¥11,550,000	25
7880011J4	NGC Discover 10 Proクロマトグラフィー NGCFC付	¥11,940,000	29
1864001J3	QX200 Droplet Digital PCRシステム C1000Touch、PX1付	¥12,100,000	7
7880012J4	NGC Discover 100 Proクロマトグラフィー NGCFC付	¥12,250,000	29
17008634	QX600 Droplet Reader システム PC付	¥14,700,000	5
17008681	QX600 ddPCR システム	¥17,000,000	5
1864100JA	QX200 AutoDG Droplet Digital PCRシステム	¥17,700,000	7
17008691	QX600 ddPCR System W/C1000T PX1	¥18,100,000	5
1864100J3	QX200 AutoDG Droplet Digital PCRシステム C1000Touch、PX1付	¥18,800,000	7
BIOPLEX3D	Bio-Plex 3Dシステム	¥19,000,000	26

2,000万円以上			
17008671	QX600 AutoDG ddPCR システム PTC Tempo、PX1付	¥24,800,000	5
12004276JA	ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 17蛍光検出システム(V/B/R)	¥29,600,000	15
12004276J1SPD	ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 17蛍光検出SPD付システム(V/B/R)	¥30,400,000	15
12004277JA	ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 17蛍光検出システム(B/YG/R)	¥31,600,000	15
12014139JA	ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 20蛍光検出システム(V/B/YG)	¥32,200,000	15
12014139J1SPD	ZE5 Cell Analyzer 3レーザー 20蛍光検出SPD付システム(V/B/YG)	¥33,000,000	15
12006536JA	QX ONE Droplet Digital PCRシステム	¥34,500,000	6
12004278JA	ZE5 Cell Analyzer 4レーザー 24蛍光検出システム	¥38,000,000	15
12004278J1SPD	ZE5 Cell Analyzer 4レーザー 24蛍光検出SPD付システム	¥38,800,000	15
12004279JA	ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム	¥51,400,000	15
12004279J1A	ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム Option A	¥53,300,000	15
12004279J1B	ZE5 Cell Analyzer 5レーザー 27蛍光検出システム Option B	¥53,300,000	15

お問い合わせください			
12001045JA	QX200 Droplet Reader IVDシステムA	お問い合わせ	8
12001045JB	QX200 Droplet Reader IVDシステムB プリンターパッケージ	お問い合わせ	8
12001630JA	Automated Droplet Generator IVDシステムA	お問い合わせ	8
12001630JB	Automated Droplet Generator IVDシステムB 増設パッケージ	お問い合わせ	8
17001988JA	QX200 Droplet Generator IVDシステムA	お問い合わせ	8
12014330JA	CFX Opus 96 DxリアルタイムPCRシステムA	お問い合わせ	9
12014335JA	CFX Opus 384 DxリアルタイムPCRシステムA	お問い合わせ	9

Purchase of Digital PCR and/or Single-Cell NGS Sample Preparation products (the "Products") from Bio-Rad Laboratories is subject to Bio-Rad Laboratories, Inc. Standard Terms and Conditions of Sale, which can be accessed at <https://www.bio-rad.com/en-us/terms-conditions>. Unless we expressly state otherwise in additional Terms and Conditions, no rights are granted for you to distribute or resell the Products. Unless we expressly state otherwise in additional Terms and Conditions, no rights are granted for the development or commercialization of diagnostic assays for use with the Products without a license from Bio-Rad. The Products and/or their use are covered by U.S. and foreign patents and/or pending patent applications owned by or under license to Bio-Rad Laboratories, Inc. See <https://www.bio-rad.com/en-us/trademarks>.

SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Thermo Fisher Scientific Inc. to sell reagents containing SYBR Green I for use in real-time PCR, for research purposes only.

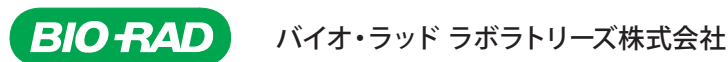
EvaGreen is a trademark of Biotium, Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Biotium, Inc. to sell reagents containing EvaGreen dye for use in real-time PCR, for research purposes only.

Clarity Max western ECL substrate is manufactured by Cyanagen Srl and is the subject of patent application numbers US7855287, EP1950207, US9040252, AU2011202658, CA2742025, US8129136, and EP1962095, together with other equivalent granted patents and patent applications in other countries like CN102313732.

xMAP and Luminex are trademarks of Luminex Corporation.

The Bio-Plex suspension array system includes fluorescently labeled microspheres and instrumentation licensed to Bio-Rad Laboratories, Inc. by the Luminex Corporation.

SureCell and the corresponding logos are trademarks of Illumina, Inc. in the U.S. and other countries, and are used under license.



取扱店

ライフサイエンス www.bio-rad.com
本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL 03-6361-7000
* 学術的お問い合わせは TEL 03-6404-0331

※価格(税抜)はメーカー希望小売価格です。
※価格、仕様は2023年6月現在のもので、予告なく変更することがあります。
※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
※納期は製品により数ヶ月かかるものもありますので、弊社までご確認ください。
※医療機器と明記されている製品以外の掲載製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。

C11735L 2306f