

CFXシリーズ リアルタイムPCR解析システム キャンペーン

期間:2018年9月3日(月)~2018年12月21日(金)

カタログ番号:1855196J5

96ウェル/5波長検出、PX1 PCR Plate Sealer付

CFX 96 Touch リアルタイムPCR解析システム PX1付



CFX96 Touch



PX1 PCR Plate Sealer

高速サーマルサイクリングと正確な温度制御を実現したCFX96 Touchに少容量サンプルの蒸発を防止し、均一な定量を実現するヒートシーラーをセットにして特別価格でご提供!

40%
OFF

通常価格 ¥5,200,000

キャンペーン価格

¥3,100,000

96ウェル/5波長検出

カタログ番号:1854095J1

CFX96 Touch Deep Well リアルタイムPCR解析システム



CFX96 Touch Deep Well

ノロウイルスの検出などで人気の5色同時測定と125 μ lまでの大容量サンプルのリアルタイムPCRに対応したCFX96 Touch Deep Wellを特別価格でご提供!

40%
OFF

通常価格 ¥3,800,000

キャンペーン価格

¥2,280,000

96ウェル/2波長検出、PX1 PCR Plate Sealer付

カタログ番号:1855201J5

CFX Connect リアルタイムPCR解析システム PX1付



CFX Connect



PX1 PCR Plate Sealer

高いコストパフォーマンスと正確な温度制御を実現した人気のCFX Connectに、少容量サンプルの蒸発を防止し、均一なリアルタイムPCRを実現するヒートシーラーをセットにして特別価格でご提供!

40%
OFF

通常価格 ¥3,500,000

キャンペーン価格

¥2,100,000

BIO-RAD

CFXシリーズの特長

1 光学シャトルによる正確かつ高感度な蛍光検出

光学シャトルがプレート直上をスキャンするため、ウェル間でのクロストークのない正確かつ高感度な検出を実現します。また、光源にLEDを採用しているため長寿命でメンテナンス不要です。

2 特許取得のMass-Reduceブロックによる優れた温度制御

通常のサーモブロックから30%質量を削減した特許取得のMass-Reduceブロックにより、温度均一性±0.4℃を10秒以内に達成する高い温度制御性能を実現しています。

3 バージョンアップしたソフトウェアにより、有意差検定、ANOVA分散分析も可能

CFX Maestroソフトウェアにより、CFXシリーズのコントロールとデータの取得だけでなく、実験データ分析と論文品質の解像度でグラフ作成が可能となります。

4 プレデザインされたPrimePCRアッセイ&プレートに適合

バリデーション済みの8,000種以上あるプレデザインされたアッセイプレートを使えば、遺伝子名、設定温度などをドラッグ&ドロップで簡単に登録できます。



製品仕様

システム名称	CFX96 Touch	CFX96 Touch Deep Well	CFX Connect
ベースサーマルサイ클ラー	—	C1000 Touch	C1000 相当品
ウェル数	96ウェル	96ウェル	96ウェル
対応消耗品	Low Profile	●	●
	Standard (High)	×	×
サンプル量	3~50 µl (推奨: 10~25 µl)	1~125 µl (推奨: 25~100 µl)	1~50 µl (推奨: 10~25 µl)
最大温度制御速度	5.0℃ / 秒	2.5℃ / 秒	5.0℃ / 秒
温度グラジェント機能	8段階	8段階	8段階
温度グラジェント幅	1~24℃	1~24℃	1~24℃
励起光源	6LED	6LED	3LED
検出器	6フォトダイオード	6フォトダイオード	3フォトダイオード
最大マルチプレックス数	5	5	2
スタンドアロン動作	●	●	—
本体画面	8.5インチカラータッチパネル	8.5インチカラータッチパネル	—
本体サイズ(W×D×H)	33×46×36 cm	33×46×36 cm	33×46×36 cm

Ordering Information

カタログ番号	品名	価格	キャンペーン価格
1855196J5	CFX96 Touch リアルタイムPCR解析システム PX1付	¥5,200,000	¥3,100,000
1854095J5	CFX96 Touch Deep Well リアルタイムPCR解析システム PX1付	¥4,100,000	¥2,460,000
1854095J1	CFX96 Touch Deep Well リアルタイムPCR解析システム	¥3,800,000	¥2,280,000
1855201J5	CFX Connect リアルタイムPCR解析システム PX1付	¥3,500,000	¥2,100,000
関連製品			
1855484J5	CFX384 Touch リアルタイムPCR解析システム PX1付	¥6,700,000	キャンペーン対象外

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

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
 大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 TEL:06-6308-6568
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL:092-475-4856
 * 学術のお問い合わせは TEL:03-6404-0331

※価格は2018年9月現在のものです、メーカー希望小売価格です。
 ※価格(税抜き)、仕様は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。