



DNA Engine PTC-200・Chromo4 販売終了

CFX96リアルタイムPCR解析システム

アップグレードパスキャンペーン

期 間：2009年1月30日～3月31日



販売
終了



販売
終了

PTC-200をご愛用のお客様限定の特別なアップグレードのご案内

CFX96 リアルタイム PCR の特長

- PCなしでもリアルタイム PCR 可能な **Stand-Alone** モード搭載
- Fast-PCRに対応した**5°C/秒**の温度上昇スピードと**±0.4°C/10 秒**の均一性
- USBメモリーでのデータ移行が簡単
- 前面大型ファンによる尋常でない静粛性
- Bio-Rad PCRの代名詞：**グラジェント機能**搭載

1994年の発売より皆様にご愛用頂きました PTC-200 及び Chromo4 が2008年末で販売終了になりました。ご愛顧頂きましたユーザー様へ感謝の意を込め、最新のリアルタイムPCR装置：CFX96PCR解析システム(通常価格¥5,900,000)へのお得なアップグレードパスをご用意致しました。この機会に是非ご検討ください。



アップグレードパス価格：520万円

キャンペーン価格 470万円

構成品：CFX96本体、ステップアップ電源装置、NotePC、CFX Managerソフトウェア

+

**キャンペーン期間中 20万円分
試薬・消耗品プレゼント**

少容量でのバラつきのないqPCRを実現するハードシェルプレート(HSP-9655)・Opticalキャップ(TCS-0803)・Microseal Bシーリングフィルム(MSB1001)・Fast qPCR用試薬 iQ Fast SYBR Green Supermix with ROX (172-5101)など20万円分が付属します！

BIO-RAD

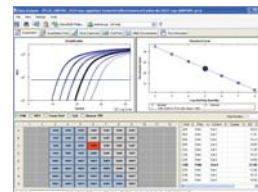
最高の「プレミアム」リアルタイム PCR をこの機会に!!

● CFX96 リアルタイム PCR 解析システム 仕様

温度設定範囲	0 ~ 100°C
最大温度制御速度	5.0°C / 秒
平均温度制御速度	3.3°C / 秒
温度正確性	±0.2°C / 秒 (90°C で測定)
温度均一性	±0.4°C / 秒 (設定温度に到達した 10 秒後の測定値)
温度グラジエント設定温度幅	1 ~ 24°C
サンプル数	96 ウェル
サンプル容量	1 ~ 50 µl
サイズ (W x D x H)	33 x 46 x 36 cm
重量	21.4 kg
最大消費電力	850W

● 比類なき解析ソフトウェア

- ・ Run 終了後メールでデータファイル送信
- ・ ウィザードにより、簡単設定
- ・ $\Delta\Delta Ct$ 、また、PCR を加味した相対定量解析機能



Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格
184-5096J5	PTC-200 to CFX96 アップグレードパス	¥ 5,200,000	¥ 4,700,000

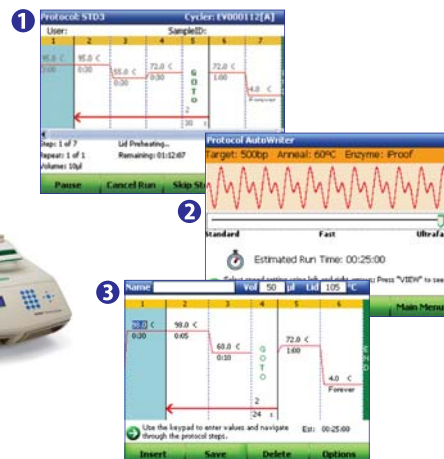
Base PCR への買い替えには Bio-Rad Fair をご利用ください!

期 間：2009年2月20日まで

C1000サーマルサイクラー / S1000サーマルサイクラー

最新のインターフェースを搭載した究極のサーマルサイクラー

- 素早く簡単なプロトコール設計—プロトコールオートライター搭載
- 目的温度への速い到達時間—正確かつ迅速なランピング
- USBメモリーによるファイルマネジメント
- リアルタイムPCRへのアップグレードが可能
- S1000はC1000と同じ基本性能を持った、シンプルなサーマルサイクラー専用機です



プロトコールオートライター

C1000サーマルサイクラーに搭載のソフトウェアは、入力したパラメーターに基づいてサイクリングプロトコールを自動作成することができます。

- 1 目的産物のサイズとアニーリング温度を入力
- 2 反応速度を「Standard, Fast, UltraFast」の3つから選択
- 3 C1000が自動でプロトコールを作成します

Ordering Information

カタログ番号	品名	通常価格	キャンペーン価格	割引率
185-1096JA	C1000 サーマルサイクラー + 96well リアクションモジュール	¥ 1,350,000	¥ 1,080,000	20%
185-1048JA	C1000 サーマルサイクラー + 48/48well リアクションモジュール	¥ 1,450,000	¥ 1,160,000	20%
185-1384JA	C1000 サーマルサイクラー + 384well リアクションモジュール	¥ 1,450,000	¥ 1,160,000	20%
185-2096JA	S1000 サーマルサイクラー + 96well リアクションモジュール	¥ 1,250,000	¥ 1,000,000	20%
185-2048JA	S1000 サーマルサイクラー + 48/48well リアクションモジュール	¥ 1,350,000	¥ 1,080,000	20%
185-2384JA	S1000 サーマルサイクラー + 384well リアクションモジュール	¥ 1,350,000	¥ 1,080,000	20%



バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社
ライフサイエンス事業部

<http://discover.bio-rad.co.jp>

本 社 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24 TEL 03-6361-7000 FAX 03-5463-8480
大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野1-14-11 TEL 06-6308-6568 FAX 06-6308-3064
福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-5-28 TEL 092-475-4856 FAX 092-475-4858

*学術的お問い合わせは TEL 03-6404-0331 FAX 03-6404-0334

※価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。

※価格は2009年1月現在のものです。メーカー希望小売価格(税別)です。

※本カタログに記載している会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

取扱店