

T100 サーマルサイクラー 国内出荷3,000台達成! Thank You キャンペーン

キャンペーン期間 2018年8月20日(月)～2018年10月19日(金)

96ウェルパーソナルサーマルサイクラー T100 サーマルサイクラー

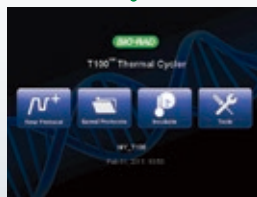
特長

- 1 大画面“5.7インチ”
カラータッチスクリーン液晶搭載
- 2 最大温度制御速度 4°C/秒
- 3 96ウェル×0.2 ml対応
- 4 温度グラジエント機能搭載
- 5 USBポート搭載



大画面 5.7インチ カラータッチスクリーン液晶搭載

- 直感的に操作可能な簡単インターフェース。
- タッチスクリーンは感圧式のため、グローブをしていても操作可能です。



T100ホーム画面



T100プロトコール呼出画面



T100プロトコール編集画面

通常価格 ¥580,000

今だけ

キャンペーン価格

¥390,000

BIO-RAD

T100 サーマルサイクラー 特長

1 大画面5.7インチ

カラータッチスクリーン

3 96ウェル×0.2 ml 対応

最も一般的なフォーマットのため、
消耗品コストも安価です。

5 USBポート搭載

プロトコルをメモリへ
簡単バックアップ。



2 最大温度制御速度 4°C/秒

最新のFast-PCRにも対応します。

4 温度グラジエント 機能搭載

一度でPCR条件を簡単検討。



T100サーマルサイクラー 仕様

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-------------|--------------------|
| サンプル容量 | 96×0.2 mlチューブ 0.2 mlストリップチューブ | ディスプレイ | 5.7インチ カラータッチスクリーン |
| 最大温度制御速度 | 4°C/秒 | ポート | USB×1 |
| 平均温度制御速度 | 2.5°C/秒 | 入力電源 | 100-150 V/50-60 Hz |
| 温度設定範囲 | 4-100°C | 操作環境 | |
| 温度精度 | ±0.5°C (@90°C) | 周辺温度 | 10~35°C |
| 温度均一性 | ±0.5°C (@90°C、30秒後) | 相対湿度 | 20~80% |
| 温度グラジエント設定温度範囲 | 30-100°C | 最大消費電力 | 670 W |
| 温度グラジエント設定幅 | 1-25°C | サイズ (W×D×H) | 26×47×23 cm |
| | | 重量 | 9 kg |

Ordering Information

キャンペーン対象製品

| カタログ番号 | 品名 | 通常価格 | キャンペーン価格 |
|-----------|---|----------|-------------------------------|
| 1861096J1 | T100サーマルサイクラー 構成品:T100本体、パワーコード、T100チューブサポートリング、 取扱説明書、0.2 ml チューブ (1000個) | ¥580,000 | ¥390,000 32%OFF |
| MLP9601 | 96well Multiplate (PPマイクロプレート)/ナチュラル (25枚) | ¥19,000 | - |
| TBS0201 | 0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル (125個) | ¥12,000 | - |
| TWI0201 | 0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラルドームキャップ付 (1000個) | ¥9,000 | - |
| TCS0801 | 0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル (130個) | ¥7,000 | - |

一括購入でお得なパッケージ

| カタログ番号 | 品名 | 価格 | 一台当たりの価格 |
|------------|------------------|------------|----------|
| 1861096B02 | T100サーマルサイクラー 2台 | ¥760,000 | ¥380,000 |
| 1861096B03 | T100サーマルサイクラー 3台 | ¥1,110,000 | ¥370,000 |
| 1861096B04 | T100サーマルサイクラー 4台 | ¥1,440,000 | ¥360,000 |
| 1861096B05 | T100サーマルサイクラー 5台 | ¥1,750,000 | ¥350,000 |

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(税抜き)、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2018年8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。