

Amplification: T100 サーマルサイクラー



T100™ サーマルサイクラー

BIO-RAD

The Smart PCR Choice

細部にいたるまで品質に妥協を許さない T100 サーマルサイクラーはスマートな PCR 用サーマルサイクラーです。外観的には直感的なタッチスクリーンが見事な高解像度グラフィックを表示し、PCR プロトコル入力がかつてないほど簡単にします。機器内部は長寿命と信頼性の高い結果で定評のある精密 96 ウェルブロックを備えています。全体的には性能、機能、扱いやすさをコンパクトに効率よくまとめたシステムで、どの研究室にもすんなりフィットし場所をとりません。内部・外部ともに卓越した T100 は PCR のエキスパートにも初心者にもうってつけのサーマルサイクラーです。T100 サーマルサイクラーでは次のことが可能です。

- 大画面 5.7 インチカラータッチスクリーンにより、直感的プログラミングで作業時間を節約します。
- 8 段階温度グラジエント機能を使用して 1 回で PCR 条件を最適化することにより、優れた結果を速やかに得ることができます。
- コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。
- USB フラッシュドライブによりバックアップと蓄積が簡単で、プロトコルを整理し安全に保つことができます。
- バイオ・ラッド社ならではの信頼性により結果に確信を持つことができます。



より良いパフォーマンス

多くの研究者は毎回、着実に機能するサーマルサイクラーを期待しています。T100 サーマルサイクラーはお客様の重要な実験にあたってバイオ・ラッド社の実証済みの性能を発揮します。

その品質は20年余りにわたる一流のPCR装置を開発してきた当社の経験に支えられています。世界的レベルの信頼性を誇るT100サイクラーがこの先何年にもわたってお客様のPCRニーズを満たすので安心です。

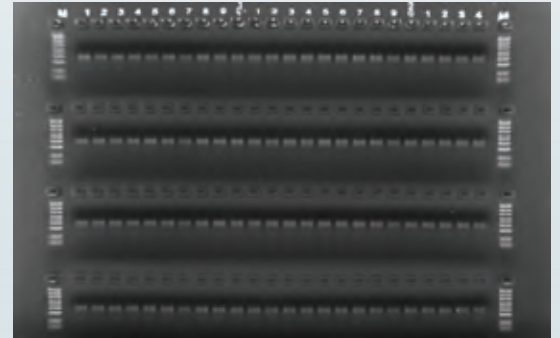
- 優れたサーマル精度と±0.5°Cの均一性により結果に確信を持てます。
- 最高4°C/秒の最大ランプレートにより実行時間を短縮。
- 反応容量は100 µlまで選択可能。
- 標準0.2 ml チューブ、チューブストリップ、96 ウェルプレートの使用によりPCR用プラスチックにかかる費用を節約。
- 長持ちするサーマルブロック設計（ペルチェ素子並びに制御回路を密閉し結露から保護）により時間が経っても一貫性のある結果が得られます。

Well
A1-A12,
B1-B12

C1-C12,
D1-D12

E1-E12,
F1-F12

G1-G12,
H1-H12



反応液量5 µlでの一貫性のある結果。ヒトゲノムDNAより370 bpのPCR産物を増幅例。反応液量5 µl、iQ Supermixを使用。

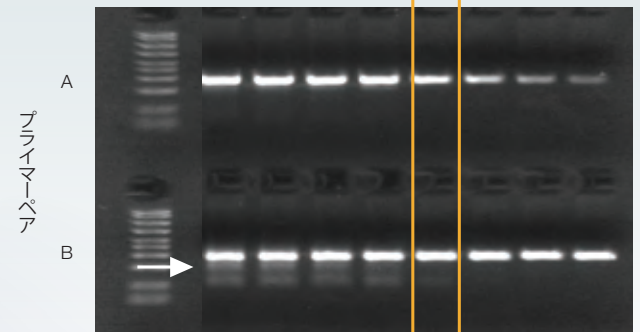
すばやい最適化

ペースが速い研究環境では結果が出るまでの時間が極めて重要です。温度グラジエント技術なら1回のランで最大25°Cの範囲で8段階の温度を同時にテストすることができ、PCRプロトコルを速やかに最適化できます。PCRアッセイに最適のアニーリング温度にすることで収量を最大化かつ非特異的産物を回避することができます。

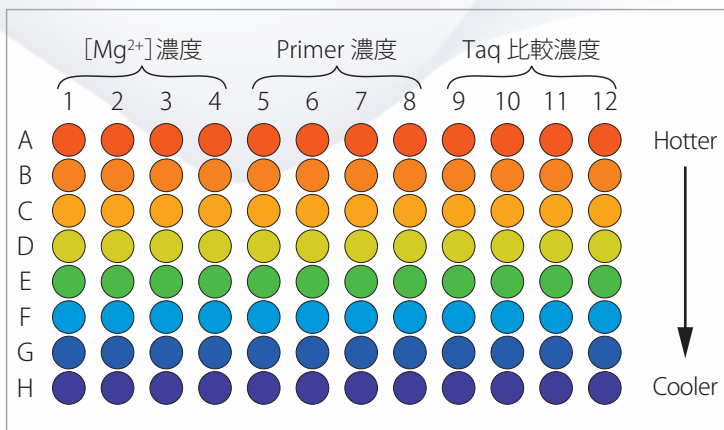
- 最適化によりPCR反応の収量と特異性を向上。
- 温度グラジエント技術により1回ランで8通りのアニーリング温度をテストできます。
- ダイナミック・ランピングがサイクラーの各列の速度を調整し、グラジエント運転と通常運転の両方で同じインキュベーション時間が得られます。

アニーリング温度、°C

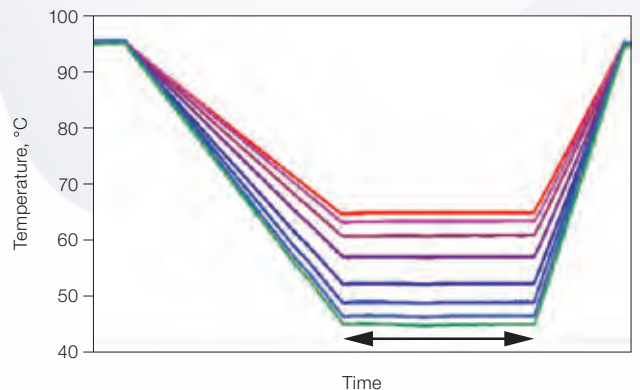
M 50.0 50.9 52.5 55.0 57.9 60.4 62.0 63.0



温度グラジエントアッセイの最適化による収量向上。最適アニーリング温度でより多くの収量が得られます。低温では非特異的増幅も観察される(→);M、分子量マーカー



PCR条件検討法



ダイナミック・ランピングによる制御は温度グラジエント時の各列の温度保持時間を確実に揃えます。

直感的プログラミング

T100 サーマルサイクラーなら PCR の初心者でもエキスパートでも直ちに作業にかけられます。5.7 インチの高解像度カラータッチスクリーンで新規プロトコルの作成、運転開始、ファイル管理を簡単に行えるため、プログラミングにかかる時間は少なくなります。大きくて直感的なボタンは、手袋をはめた状態でも外した状態でも好みに合わせてサイクラーを使用でき、スタイラスは不要です。

- よく使うタスクに1タッチでアクセス。
- 洗練されたグラフィカルプログラミングにより時間を節約。
- 簡単ファイル管理でファイルを整理。
- USBポートにより機器間プロトコル転送は簡単。
- ロング PCR、ファースト PCR、RT-PCR などの標準プロトコルが内蔵されているため速やかに作業に着手できます。

4つのボタンで簡単操作

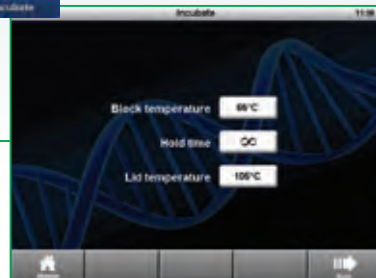


New Protocol : 僅か数秒で新規プロトコルを作成。直感的なグラフィック形式でサーマルプロファイルを表示するプロトコルエディタ。



Filename	Time	Program
RECENT		1. 95°C 0:30 2. 55°C 0:30 3. 72°C 1:00 4. 72°C 0:30 5. 10°C 5:00 6. 10°C 0:00
AVA		1. 95°C 0:30 2. 55°C 0:30 3. 72°C 1:00 4. 72°C 0:30 5. 10°C 5:00 6. 10°C 0:00
USB		1. 95°C 0:30 2. 55°C 0:30 3. 72°C 1:00 4. 72°C 0:30 5. 10°C 5:00 6. 10°C 0:00
RECENT		1. 95°C 0:30 2. 55°C 0:30 3. 72°C 1:00 4. 72°C 0:30 5. 10°C 5:00 6. 10°C 0:00
FASTEST		1. 95°C 0:30 2. 55°C 0:30 3. 72°C 1:00 4. 72°C 0:30 5. 10°C 5:00 6. 10°C 0:00

Saved Protocols : ファイルを整理。ユーザーのプロトコルはT100サーマルサイクラーのパーソナルフォルダに保管されます。(USBメモリーにも保管できます。)

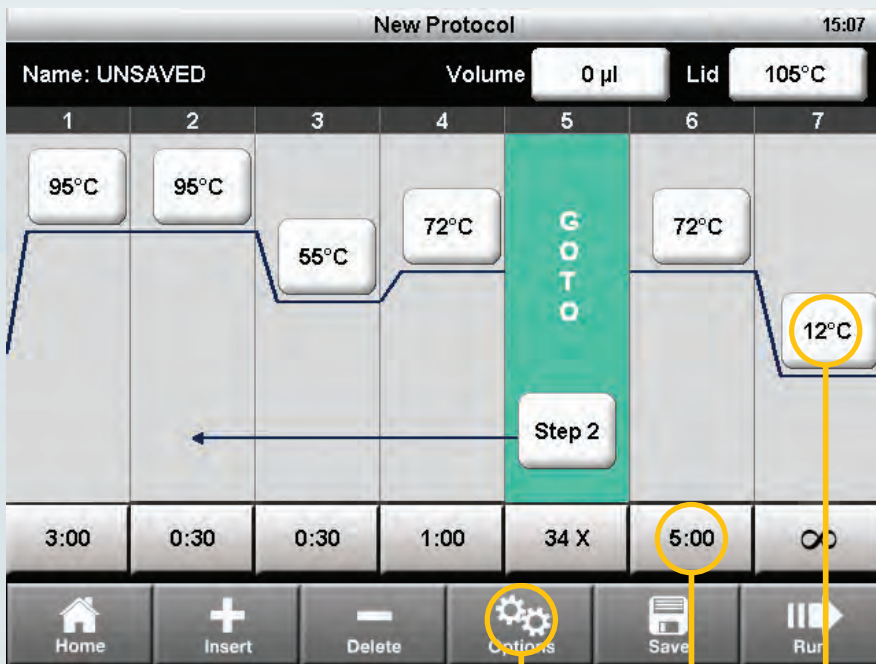


Incubate機能 : 制限酵素処理などの簡単な反応を素早く実行することができます。



Tools画面 : 初期設定やランログが参照できます。





※画面は実寸大です。



Saved Protocolsでは保存されたプロトコルの参照・編集・ランが可能です。直近に使用した20プロトコルはRECENTフォルダからアクセスすることも可能なため、よく使用するプロトコルを探す必要はありません。また、本体に保存されたプロトコルをUSBフラッシュメモリーに移動・コピー等を行うこともできます。3ペインで構成された画面はプロトコルを選択すると右端にプロトコル内容が表示されますので、プロトコル内容を確認してから選択・実行することができます。



温度グラジエント設定もOption設定で簡単に設定することができます。



時間設定ウィンドウではテンキーが表示され、簡単に入力が可能です。さらに、Holdを設定する場合には左下の「∞」キーを押すことにより、簡単に設定することができます。



温度入力画面では電卓のようなテンキーが表示されタッチ操作で簡単に温度を入力することができます。また温度入力ウィンドウ最上部には入力できる温度範囲が表示されるため、都度マニュアルで確認して頂く必要はありません。

より効率的に

T100 サーマルサイクラーは環境への影響を最小限に抑えながらお客様の研究を支援します。

- サイクラーが休止しているときにディスプレイを自動的にオフにする節電モードによりエネルギーを節約します。
- 効率アップ。効率的な高速加熱・冷却で1ラン当たりのエネルギー使用量を削減します。
- コンパクト設計により貴重な実験台スペースを節約します。

37cm (Lid開放時)
23cm (Lid閉時)



世界中で使われています
ユーザーの声はこちら



T100サーマルサイクラー仕様

対応チューブ・プレート	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
サンプル容量	1~100 μ l(推奨15-50 μ l)	ポート	USB×1
最大温度制御速度	4°C /秒	プログラム保存数	500、USBメモリーに保存可能
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

カタログ番号	品名	価格
1861096J1	T100サーマルサイクラー 構成部品: 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、クイックガイド、0.2 ml PCRチューブ(1000個)	¥580,000
一括購入でお得なパッケージ		
1861096B02	T100サーマルサイクラー 2台	¥800,000
1861096B03	T100サーマルサイクラー 3台	¥1,140,000
1861096B04	T100サーマルサイクラー 4台	¥1,480,000
1861096B05	T100サーマルサイクラー 5台	¥1,750,000
T100サーマルサイクラー専用アクセサリ		
1862000	T100チューブサポートリング	¥4,500
試薬		
1725301	iProof High-Fidelity DNA ポリメラーゼ 100 units	¥11,000
1708870	iTaq DNA ポリメラーゼ 250 units	¥27,000
消耗品(チューブ、キャップ)		
TW10201	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
TW10201B05	0.2 ml thin-wall チューブ/ナチュラル ドームキャップ付(1000個×5セット)	¥36,000
TBS0201	0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル(125個)	¥12,000
TBS0201B05	0.2 ml thin-wall 8連チューブ/ナチュラル(125個×5セット)	¥48,000
TCS0801	0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル(130個)	¥7,000
TCS0801B05	0.2 ml 8連ドームキャップ/ナチュラル(130個×5セット)	¥28,000
TCS0803	0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル(120個)	¥8,000
TCS0803B05	0.2 ml Optical 8連フラットキャップ/ナチュラル(120個×5セット)	¥32,000
消耗品(プレート、シール)		
HSS9601	96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell 25枚*	¥17,000
HSS9641	96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Green shell 25枚*	¥17,000
HSS9641B04	96well Hard-Shell セミスカート Clear well/Clear shell 25枚×4*	¥60,000
MSB1001	Microseal 'B' シーリングフィルム 100枚	¥31,000
MSB1001B05	Microseal 'B' シーリングフィルム 100枚×5セット	¥124,000
MSA5001	Microseal 'A' シーリングフィルム 50枚	¥21,000
*シーリングフィルム以外にも、フラットキャップ(TCS0803)、ドームキャップ(TCS0801)もご利用可能です。		
MPLP9601	Multiplate 96well PCR プレート(High-Profile)/ナチュラル 25枚**	¥19,000
MPLP9601B05	Multiplate 96well PCR プレート(High-Profile)/ナチュラル 25枚×5セット**	¥76,000
**フラットキャップ(TCS0803)、ドームキャップ(TCS0801)をお使いください。		

This product is covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 6,767,512 and 7,074,367.

The purchase of iProof and iTaq Polymerases includes an immunity from suit under patents specified in the product insert to use only the amount purchased for the purchaser's own internal research. No other patent rights are conveyed expressly, by implication, or by estoppel. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.

Hard-Shell plates are covered by one or more of the following U.S. patents or their foreign counterparts owned by Eppendorf AG: U.S. Patent Numbers 7,347,977; 6,340,589; and 6,528,302.

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4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。

C10380L 1804b