

SpectraMax iD3s/iD5e

マルチモードマイクロプレートリーダー

発売記念キャンペーン

SpectraMax iD5e

~~14,081,250 円 (税別)~~

620 万円 (税別)

SpectraMax iD3s

~~9,888,750 円 (税別)~~

390 万円 (税別)

インジェクターやガスミキサー搭載のモデルなど、他モデルも大幅値引き中です。詳しくはお問い合わせ下さい。

2025/
12/12(金)
受注分まで



SpectraMax iD5e

- 吸光
- 蛍光
- 発光
- 時間分解蛍光
- 蛍光偏光
- FRET
- インジェクター
- ウェスタンプロット

SpectraMax iD3s

- 吸光
- 蛍光
- 発光
- FRET
- インジェクター

SpectraMax® iD3s および iD5e マルチモードマイクロプレートリーダーは、吸光度、蛍光、発光アッセイに対応した柔軟で拡張性のあるソリューションを提供します。iD3s は、波長可変モノクロメーターと温度制御を搭載した、シンプルでコストパフォーマンスの高いプラットフォームです。一方、iD5e は、時間分解蛍光 (TRF) や波長可変蛍光偏光 (FP) などの高度な検出モードに対応し、TR-FRET、HTRF、BRET、ウェスタンプロットにも拡張可能です。両モデルとも、オプションでデュアルインジェクターを備えたオンボード流体制御に対応しています。

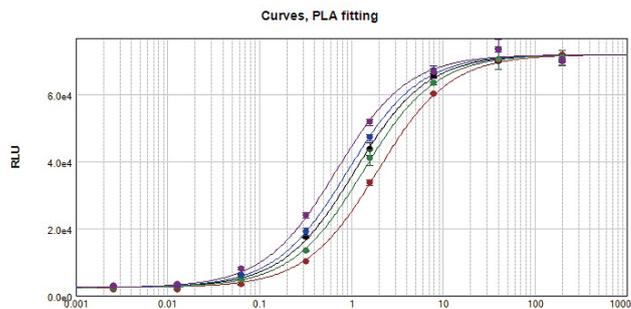
ライブセルアッセイや微生物の増殖実験には、CO₂/O₂ 制御や高度なシェーキング機能による環境制御が利用でき、最適な培養条件を維持します。データの取得と解析は、業界で最も多く引用されているマイクロプレートリーダー用ソフトウェア「SoftMax® Pro」によって行われます。

注目の機能



SpectraMax aer ガスミキサー ライブセルアッセイ

細胞および微生物の増殖実験に最適な環境を提供する高度なシェーキング機能とユーザー自身で取り付け可能な SpectraMax aer ガスミキサー (CO₂/O₂) が、オプションのアップグレードとして利用可能です。



SoftMax Pro ソフトウェア 設定、解析の時間を節約できるソフトウェア

世界中の研究者に支持され、論文発表で最も多く使用されているマイクロプレートリーダー制御 / 解析ソフトウェアです。200 以上のプリセットプロトコルを搭載し、棒グラフや 21 種のカーブフィットで解析結果を即座に可視化・出力できます。

よりコンパクトなモデルをお探しの方に

SpecraMax Mini マルチモードマイクロプレートリーダー



2025/
12/12 (金)
受注分まで



キャンペーン特価

~~4,025,875~~ 万円 (税別) → **270** 万円 (税別)

特徴

- ・ 設置場所を選ばないコンパクトボディ
- ・ 測定からレポートまでワンストップ、より多くの成果を短時間で
- ・ 多用途なマルチモードマイクロプレートリーダーをお求めやすい価格で
- ・ 設定、解析の時間を節約できる SoftMax Pro ソフトウェア標準搭載

プレートリーダー購入者特典

モレキュラーデバイスは、お客様の研究支援の一環として弊社と同じダナハーグループのアップカム株式会社と連携したキャンペーンをご用意しています。プレートリーダーをご購入いただいた方限定で、SimpleStep ELISA® キットをプレートリーダーご購入より半年間 15%OFF でご購入いただけます。初期の実験立ち上げや予算管理にお役立てください。

SimpleStep ELISA® の特長

わずか 90 分のウェット作業、
高感度かつ高特異性のサンドイッチ ELISA

- ・ 洗浄はたったの 1 度
- ・ 生体サンプルで検証済み
- ・ 従来法以上の優れた感度と特異性
- ・ プレートリーダーで吸光度測定



お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: **0120-993-656**

Web: www.moleculardevices.co.jp

Email: info.japan@moldev.com

