

タッチスクリーン搭載型 3 モードマイクロプレートリーダー

# SpectraMax iD3

SpectraMax iD3

~~611 万円 (税別)~~ → **340 万円 (税別)**

SpectraMax iD3 (インジェクター付属)

~~652 万円 (税別)~~ → **380 万円 (税別)**

2023/  
11/30 (木)  
受注分まで



## 特徴

- ・特許取得の自動 PMT によりアッセイの感度とダイナミックレンジを最適化
- ・-5°C までの超冷却光電子増倍管 (PMT) によってバックグラウンドノイズを低減
- ・波長最適化ウィザードにより、励起・蛍光スペクトルスキャンを自動的に実行し、アッセイに最適な波長をカンタンに設定
- ・設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



吸光



蛍光



発光

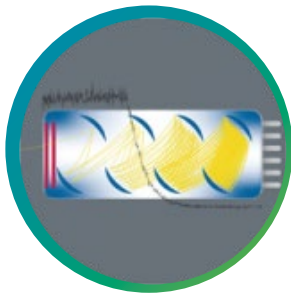


FRET



詳しくはこちら

## SpectraMax iD3 の特徴



### 高感度、広いダイナミックレンジ

-5°C までの超冷却光電子増倍管 (PMT) によってバックグラウンドノイズを低減。さらに自動 PMT によりアッセイの感度とダイナミックレンジを最適化。最高の感度と広いダイナミックレンジを達成。



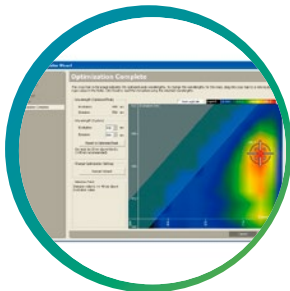
### 個人の設定にワンタッチでアクセス

近距離通信 (NFC) タグにより、ワンタッチでカスタムプロトコルを呼び出せるので、貴重な時間を節約。プロトコルや実験結果の個人管理が可能。



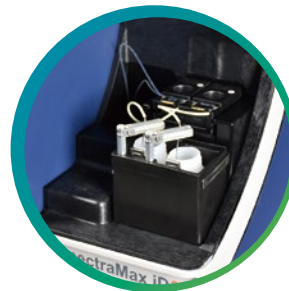
### 大型タッチスクリーン

大型の高解像度タッチスクリーンを備え、専用のコンピューターなしでも、カスタムプロトコルの設定や設定済みプロトコルを利用した測定が可能。



### 波長最適化

独自ソフトウェアの波長最適化ウィザードにより、励起・蛍光スペクトルスキャンを自動的に実行し、アッセイに最適な波長をカンタンに設定することができます。



### フラッシュタイプの発光アッセイも簡単に測定

デュアルオートインジェクター (オプション) により、フラッシュタイプの発光アプリケーションにも対応。プレート全体にわたって均一な攪拌を確実なものとする SmartInject™ テクノロジーを採用。貴重な試薬を節約できるリバースプライム機能により、実験のパフォーマンスを最大化。

# 〈標準搭載〉プレートリーダーの測定に特化したソフトウェア

詳しくはこちら

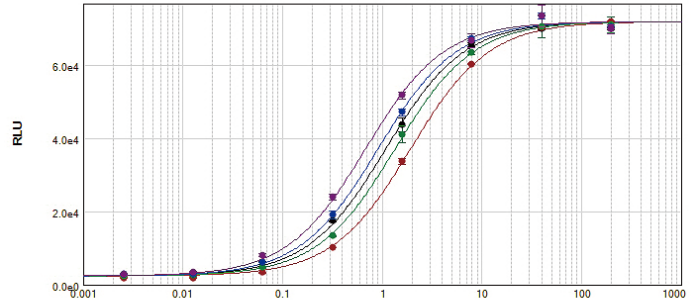


解析に時間・手間をかけさせません。実験・研究に専念いただけます

SoftMax Pro® ソフトウェアは最も多くの論文発表に使用され世界中の研究者から支持され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。測定条件と解析の設定がプリセットされた160以上のプロトコルを搭載、さらに直感的に使えるワークフローエディターでタスクをドラッグ&ドロップしてカスタムアッセイワークフローも作成できます。

データの解析は棒グラフまたは21種類のカーブフィットオプションといったアルゴリズムによりその場でグラフ化でき、論文やプレゼン資料等のために出力できます。

Curves, PLA fitting



## 主な仕様

### 技術仕様

#### 全般的な仕様

寸法	53.2 (幅) × 59.8 (奥行) × 40.1 (高) cm
重量	40 kg
電源	100 – 240 VAC、2A、50/60 Hz
ロボティクス対応	対応可能

#### 全般的な性能

対応プレート	6 ~ 384 ウェルプレート
光源	キセノンフラッシュランプ
測定対象	マイクロプレート、キュベット (要アダプタ)
検出器	超冷却光電子増倍管およびフォトダイオード
振盪機能	リニア、オービタル (環状)、8の字状
温度制御	(室温 +5) °C ~ 65°C <sup>①</sup>
温度均一性	± 0.75°C
温度正確性	± 1°C (37°C 設定時)
スペクトルスキャン	吸光、蛍光、発光
エンドポイント測定	吸光、蛍光、発光
カインティック測定	吸光、蛍光、発光
ウェルスキャン	すべてのモードで 20 × 20 以上
波長選択	1.0 nm 刻み

#### 標準測定時間 (分:秒)

	96 ウェル	384 ウェル
吸光	0:25	1:25
蛍光強度 <sup>②</sup>	0:17	0:53
発光 <sup>②</sup>	0:26	1:01

### 吸光光学性能

波長範囲	230 – 1000 nm
波長帯域幅	4.0 nm
波長正確性	± 2.0 nm
波長再現性	± 1.0 nm
光学範囲	0 – 4.0 OD
光学解像度	0.001 OD
光学正確性	< ± 0.010 OD ± 1.0%, 0 – 3 OD
光学再現性	< ± 0.003 OD ± 1.0%, 0 – 3 OD
迷光	<0.05% @230 nm

### 蛍光強度性能

波長範囲	250 – 850 nm
波長選択	1.0 nm 刻み
ダイナミックレンジ	> 6 桁

### 最適化済み上方測定感度 (フルオレセイン)

96 ウェル	1 pM
384 ウェル	1 pM

### 最適化済み下方測定感度 (フルオレセイン)

96 ウェル	2 pM
384 ウェル	2.5 pM

### 発光性能

波長範囲	300 – 850 nm 300 – 650 nm (“All Wavelengths” 設定時)
波長選択	すべての波長の同時検出または 1.0 nm 刻みの選択
ダイナミックレンジ	> 7 桁
クロストーク	< 0.1% (白色 96 ウェルプレート) < 0.2% (白色 384 ウェルプレート)

### 最適化済み測定感度 (ATP グロー)

96 ウェル	2 pM
384 ウェル	4 pM

<sup>①</sup> 65°C 設定時は、最低でも室温 25°C は必要

<sup>②</sup> 蛍光測定は積算時間 10 msec、発光測定は 96 ウェルプレートで積算時間 100 msec、384 ウェルプレートで積算時間 40 msec にて測定

販売店

## 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](http://www.moleculardevices.co.jp)

Email: [info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)

