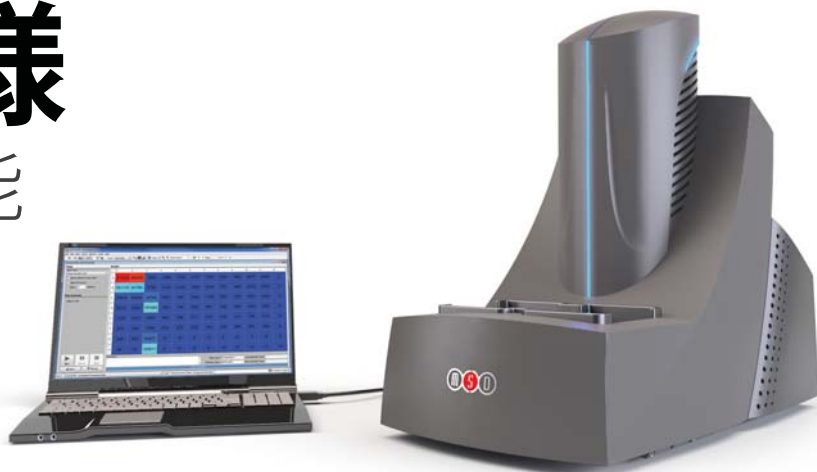




MESO[®] QuickPlex SQ 120

機能と仕様

低価格でも高性能
そして多くの結果
が得られます



QuickPlex[®] SQ120 は、MSD からお届けする最新の装置であり、高性能の電気化学発光マルチプレックスイムノアッセイをお手頃な価格で提供します。この小型システムは、信頼性、使いやすさ、コスト削減を目的に設計されました。素早い読取時間と、単一サンプルに対して複数の試験を同時に行える能力が組み合わせられたことで、生産性が向上し、サンプル量が少なく済み、迅速に成果を得ることができます。QuickPlexには、様々な種類の市販アッセイキットと、ユーザー独自のアッセイを開発するための試薬が豊富に取り揃えられています。

低価格

- 低価格のECLイメージャー
- アカデミア価格の設定 – お問い合わせください
- コスト削減

アッセイメニュー

- 幅広い種類の市販キット
- ユーザー開発アッセイ用の試薬を豊富に取り揃え
- すべてのSECTOR製品が使用可能

検証済み

- ISO 9001に基づく管理下で開発
- Microsoft Windows 7に対応
- DISCOVERY WORKBENCH[®] ソフトウェアを用いた、シンプルかつ迅速で安全なデータ分析

性能

- ECL検出により、優れた感度と広いダイナミックレンジを実現
- 単一アッセイおよびマルチプレックスアッセイ
- 高性能の単一ウェル読取モード

小型サイズ

- 設置面積の縮小 - サイズはMSDのSECTOR機器の4分の1
- フル機能のノートパソコンを含む

便利さと信頼性

- 迅速な読取時間(1プレートあたり90秒という高速の読取を実現)
- 流路系なし詰まりが生じず、掃除が不要
- 毎日または毎月のユーザー メンテナンスが不要



MESO QuickPlex SQ 120仕様

装置名	MESO QuickPlex SQ 120	
装置カタログ番号	A10AA-0	
検出技術	電気化学発光 (ECL)	
検出システム	科学グレードの冷却CCDカメラおよびカスタム高精度レンズ	
マルチプレックシング機能	最大10アッセイ/ウェル	
プレート適合性	MSD® 96ウェルSECTOR®プレート	
	MSD QUICKPLEX® プレート	
感度	アッセイの多くで検出限界は0.05~1 pg/ml程度	
ダイナミックレンジ	10 ⁵ 以上	
プレート読取時間 (シングルプレックス~10スポットのマルチプレックスプレート)	SECTORプレート	1分30秒
	QUICKPLEXプレート	2分45秒
スループット	SECTORプレート	40プレート/時
	QUICKPLEXプレート	22プレート/時
プレートスタッカー機能	5プレート入カスタック/5プレート出力スタック	
動作時温度範囲	20°C~26°C	
作動時湿度範囲	相対湿度10%~80% (結露なし)	
最大高度	1,900メートル	
保管条件	-18°C @ 相対湿度50%~50°C @ 相対湿度85% (結露なし)	
測定された騒音レベル	59 dbA	
重量	20.2 kg	
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	33 cm x 58 cm x 53 cm	
電源	100-240 VAC、50-60 Hz / 170W	
規制	UL、CSA、FCCおよび適用されるIEC安全基準やEMC基準を満たしており、CEマークおよびcTUVusマークが表示されます。規制上の証明書に関する詳細な情報については、MSDまでご連絡ください。	
ユーザー メンテナンス	なし	
保証	部品および付随する作業に関しては一年保証	

お問い合わせ先

電話: 03-3478-1055 • FAX: 03-3423-7492 • E-mail: infojp@mesoscale.com

MESO SCALE DISCOVERY、MESO SCALE DIAGNOSTICS、MSD、MSD GOLD、DISCOVERY WORKBENCH、MULTI-ARRAY、MULTI-SPOT、QUICKPLEX、SECTOR、SECTOR PR、SECTOR HTS、SULFO-TAG、U-PLEX、S-PLEX、V-PLEX、STREPTAVIDIN GOLD、MESO、www.mesoscale.com、SMALL SPOT (デザイン)、96 WELL 1、4、7、& 10-SPOT (デザイン)、384 WELL 1 & 4-SPOT (デザイン)、MSD (デザイン)、U-PLEX (デザイン)、S-PLEX (デザイン)、V-PLEX (デザイン)、SPOT THE DIFFERENCEは、Meso Scale Diagnostics, LLC. の商標および/またはサービスマークです。

©2013 Meso Scale Diagnostics, LLC. 無断転載を禁ず。



使用は研究目的に限られます。診断目的にはご利用いただけません。

MK-DS-185-v3-2015Jul



www.mesoscale.com