



SpectraMax MiniMax 300 细胞成像系统 为 SpectraMax i3x 多功能微孔板检测平台而打造!

主要特点

- 系统全面兼容细胞成像及微孔板检测技术
- 独特无标记分析技术无需对细胞染色即可进行细胞计数和贴壁度的计算
- 具有多种检测功能可对细胞活力及毒性进行全方位分析
- SoftMax Pro 软件能够使你快速简便地获取图像并进行分析

SpectraMax® MiniMax™ 300 细胞成像系统是 MD 公司推出的 SpectraMax® i3x 多功能微孔板检测平台而设计的成像系统，使得此平台既能进行细胞影像分析也能进行细胞功能性试验。这种可升级选项具有非常优秀的亮视场细胞分割检测技术，无需投入大量资金购入复杂的成像系统，研究者可借助于此系统所具有的绿色和红色荧光检测通道，就能够对细胞进行成像和分析。

无标记分析

在亮场条件下，免标记细胞检测算法无需采用破坏性的细胞染色方法，也可对细胞数目和贴壁度进行检测和分析。结合了无标记细胞检测和逻辑算法后，可简化细胞分析和细胞计数的流程。

多通道检测功能

具有双荧光检测通道——绿色和红色——可广泛应用于细胞活力或者细胞毒性试验，获得出色的分析结果。例如可进行活细胞与死细胞比率和细胞转染效率的分析。

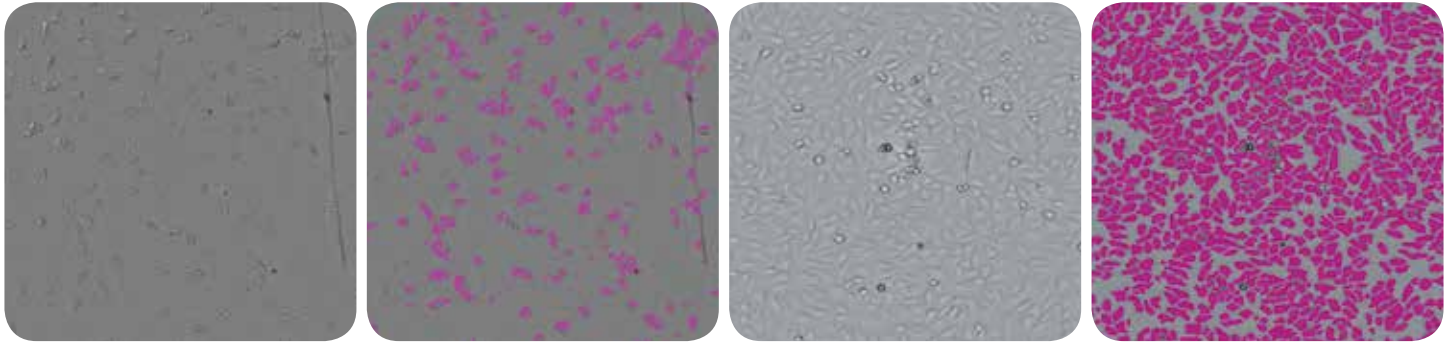
卓越的软件

非常重要的一点是，图像的获取和分析是通过行业内高度认可的 SoftMax® Pro 软件来完成的，具有界面友好、设置过程简便、预定义分析等特点，使你能够迅速得到想要的结果。

SpectraMax MiniMax 300 细胞成像系统可以随时随地安装在任何一台 SpectraMax i3x 多功能微孔板检测平台上，而且针对检测技术的不断发展，其能够作为一个可扩展的检测平台，能够完全满足未来不同的需求。

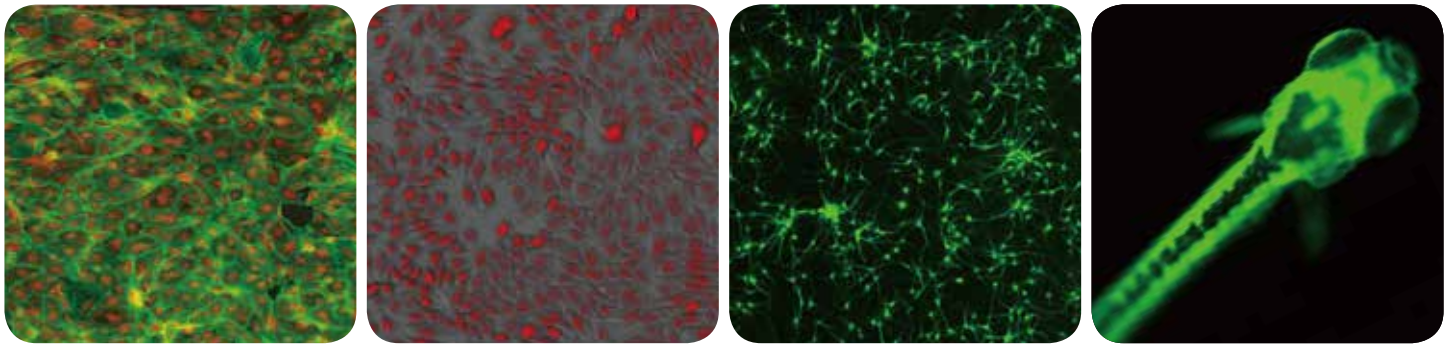
性能和应用

无标记检测算法



我们专利的细胞无标记检测算法仅使用白光成像通道，无需对细胞或细胞核染色即可给出细胞的数目和贴壁度。

多通道数据采集和分析模式



可以利用三个通道对图像进行采集，并独立分析获取数据或使用其叠加特点同时分析多种颜色。

低浓度下也能够分辨出微弱信号



MiniMax 成像系统		
10 细胞	57 细胞	76 细胞
2,520 RFU	27,840 RFU	78,120 RFU
微孔板检测系统		
162,165 RFU	163,206 RFU	166,131 RFU

分别使用 MiniMax 成像系统和普通微孔板检测系统对 10、57 和 76 不同细胞数目的孔进行检测。普通微孔板检测系统针对不同细胞数目的三个孔，获得了几乎一致的相对荧光单位值 (RFUs)，然而通过 MiniMax 成像系统就能够容易区分出每一个细胞的荧光信号值。

设置参数, 获取影像, 数据分析

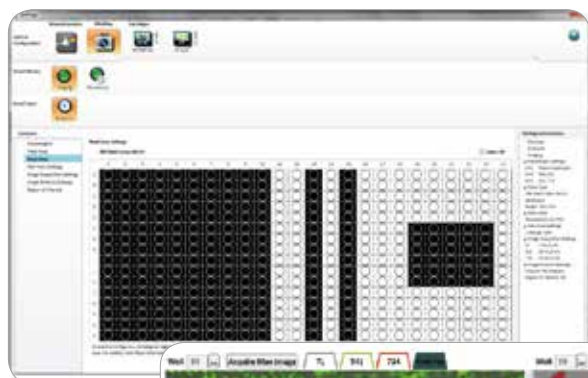
SoftMax Pro 软件的简便操作流程

设置参数

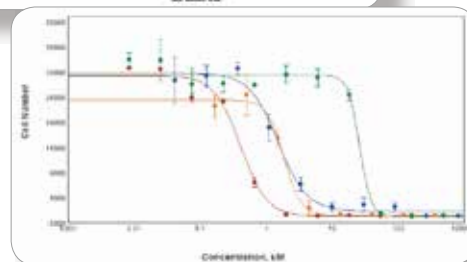
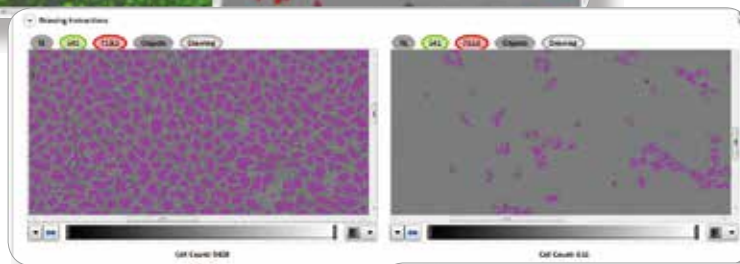
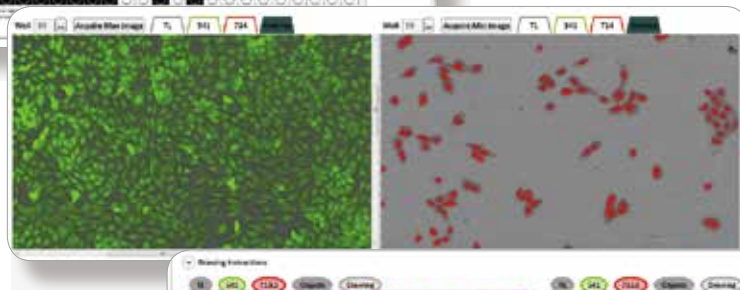
获取影像

准确识别

数据分析



仅通过一个软件就能够完全满足你从微孔板参数设置到图像分析的所有要求。SpectraMax i3x 整合了 MiniMax 300 细胞成像系统后即可对微孔板进行影像分析。在仪器软件上进行简单参数设置后即可获取微孔板的影像，SoftMax Pro 软件识别影像图片中的细胞，然后进行数据分析统计，最终得到不同的直观形式数据图表。



MiniMax 成像系统是由业内公认的 SoftMax Pro 软件所控制，该软件使用 MetaMorph 影像分析软件作为内核，强大的分析功能整合在软件中，在荧光和白光模式下都能够轻易地识别细胞及进行图像分析。设置界面简洁、参数设置简便，可定义微孔板类型、成像区域和每孔的视野数目及设置阳性/阴性孔等，用户可以快速进行荧光和透射光之间的切换。

用户可以选择荧光影像分析类型和相应的数据输出参数：

分析类型	输出参数
细胞计数	<ul style="list-style-type: none">细胞计数平均面积平均荧光强度平均形态系数平均累积强度
细胞增殖	<ul style="list-style-type: none">覆盖孔内的百分比
标签蛋白表达	<ul style="list-style-type: none">表达量

技术参数

光源	专有固态光源，白光，460/20 nm 和 625/20 nm 激发	
检测器	1.25 兆像素，12 位高灵敏度 CCD 相机	
发射	亮视场；绿色 541/108 nm；红色 713/123 nm	
物镜	4X 物镜	
分辨率	1.9 μm x 1.9 μm 像素尺寸	
自动聚焦	专有激光扫描自动对焦	
成像速度*	获取	获取和分析
1- 色 96- 孔板	3:40	6:30
2- 色 96- 孔板	3:40	6:30
图像获取和分析软件	SoftMax Pro 软件 MiniMax 成像模块	
微孔板的标准	ANSI/SBS- 认证微孔板，96 和 384 孔板	
尺寸 (cm)	39.2 W x 19.5 H x 60.6 L (仅 MiniMax 成像系统) 39.2 W x 44.0 H x 60.6 L (带 MiniMax 细胞成像的 SpectraMax i3x 系统)	

* 单视野成像，曝光时间为 10 ms

订货信息

MiniMax 细胞成像系统是 SpectraMax i3x 多功能微孔板检测平台可选的分析模块，可以配套 SpectraMax i3x 一起购买，或者根据您将来的应用需求再单独购买。

- SpectraMax MiniMax 细胞成像系统
- MiniMax 成像系统配置的台式电脑
- MiniMax 成像系统专用 22 寸显示器
- MiniMax 成像系统专用 27 寸显示器
- SpectraMax i3x 多功能微孔板检测平台

可选项

- ScanLater™ Western Blot 检测系统
- SpectraDrop™ 超微量检测板



扫一扫关注我们
的官方微信