



SpectraMax iD3 多功能微孔读板机

个性化平台上体现出优异的性能

主要特点

- 使用触摸屏可以更快速、简便地建立操作方法, 进行实验或者观看视频教程
- 可通过近场通讯 (NFC) 功能实现个性化工作流程
- 无需直接从仪器检索数据, 可将数据推送到工作站
- 利用我们丰富的工具包验证您的仪器和软件

SpectraMax® iD3 多功能微孔读板机是一台能够完善实验解决方案的基础设备, 能够帮助您提高研究能力。SoftMax® Pro 7 软件是一款业内认可的数据采集分析工具, 其内置针对主流试剂优化的检测模板, 通过自定义 SpectraMax iD3 的工作流程来满足您的个性化需求。

一台微孔读板机, 个性化您的研究

SpectraMax iD3 读板机内置近场通讯 (NFC) 阅读器, 只需轻轻一触, 即可快速找出属于自己的检测模板, 节省您研究过程中的宝贵时间。

读板机正面嵌入大尺寸、高分辨率的触摸屏显示器, 您可以通过交互式界面调用内置软件程序, 调用预制模板进行检测或根据需求修改模板进行相应实验, 无需外置专用的电脑。

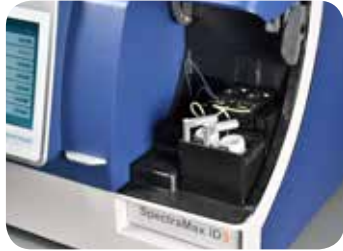
一个可以满足您所有的研究需求的完整解决方案

SpectraMax iD3 读板机具有光吸收, 荧光和化学发光检测功能。卓越的光路系统包括长寿命高能氙闪灯和 -5 °C 制冷的光电倍增管 (PMT) 检测器, 有效降低背景噪声, 具有更加出色的灵敏度和动态范围。

SpectraMax iD3 型读板机可为您所有研究需求提供更完整、更优化的解决方案: 包括高达 65 °C 的温度控制、圆周 (或双圆周) 震荡的方式、高效率四光栅光路、可达 20 x 20 孔域扫描密度、光谱扫描和 6 至 384 孔板检测。

轻松捕捉快速实验数据

通过 SpectraMax iD3 注射器系统和 SmartInject™ 技术确保高精度实验样品混匀的一致性，提升您实验室的实验能力：包括闪光型应用，如双荧光素酶和 ATP 检测。为了保证更高的性能，SpectraMax iD3 经过了严格的设计和制造，其具有的双注射器系统可用于任何检测模式，特殊方式的保护机制如防溢流设计—可节省宝贵试剂并获得高质量的实验数据。



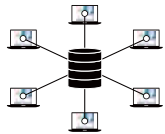
快速初始化功能可以在几秒钟内就启动检测



NFC 允许你快速调用个性化工作流程



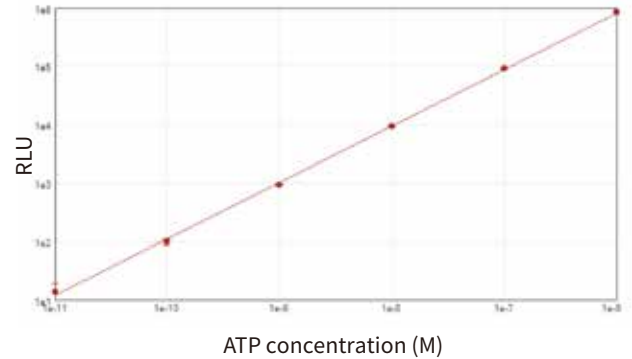
通过网络连接的方式，工作站可整合多台仪器。使用预设的分析方法，或查看教程视频



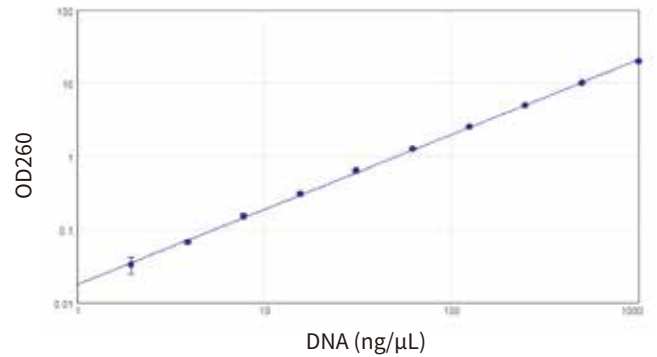
通过网络连接方式，工作站可将多台仪器整合。数据可自动传送到工作站，不必直接从仪器中检索数据

久经考验的可靠性能

历经 30 余年，Molecular Devices 为科学家拓展其研究提供了大量的高效工具。我们的微孔读板机是行业中众多受欢迎的仪器之一，协助生命科学研究人员推进蛋白质和细胞生物学研究进程，打破创新壁垒，获得里程碑式的发现。SpectraMax iD3 读板机是基于我们经典的、业界备受信赖的 SpectraMax 系列微孔读板机产品基础上开发出的全新产品。



使用 ATPlite 1 步化学发光测定系统 (PerkinElmer) 在 SpectraMax iD3 读板机上做出 5 个浓度数量级的 ATP 标准曲线。标准浓度范围从 1×10^{-11} M 到 1×10^{-6} M。足够宽的线性动态范围确保了各种样品浓度和样品类型均能获得精确的检测结果。使用 SoftMax Pro 软件中的 log-log 曲线拟合方式来绘制标准曲线。



SpectraMax iD3 读板机完全兼容 SpectraDrop 超微量微孔板，可针对珍贵的微量体积样品进行定量。调用 SoftMax Pro 软件中的预设模板对浓度从 2 ng/μL 到 1000 ng/μL 的 4-μL 体积 DNA 标准品进行吸光度检测。其性能表现结果与灵敏度参数 2 ng/μL 一致。

无论何时、何地均能获得你想要的数据库

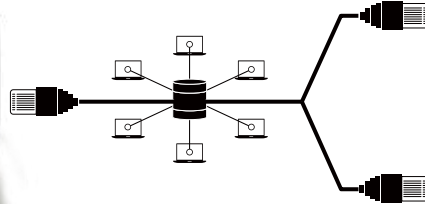
大大缩短收集数据的时间，提高您的工作效率。SpectraMax iD3 读板机让您随心所欲地进行数据交互。可通过大尺寸触摸屏快速查看您的数据，也可将数据导出到 USB 存储器中，以便在您方便时对程序中的数据库进行分析，当然也可使用业界认可的数据库采

集和分析工具 SoftMax Pro 7 软件进行数据库分析。SpectraMax iD3 还可利用互联网，让您摆脱仪器束缚，专注于您所关心的研究。数据库会自动上传至任何一台在相同网络中的工作站，无需像从前一样，只能从单台仪器上进行数据库查询。

在大尺寸触摸屏上快速查看检测结果



将数据库导出到 USB 存储器中，方便之后随时进行数据库分析



自动将数据库发送到同一网络上的任何工作站



充分利用 SoftMax Pro 7 软件优秀的数据库采集和分析功能



SoftMax Pro GxP 合规软件

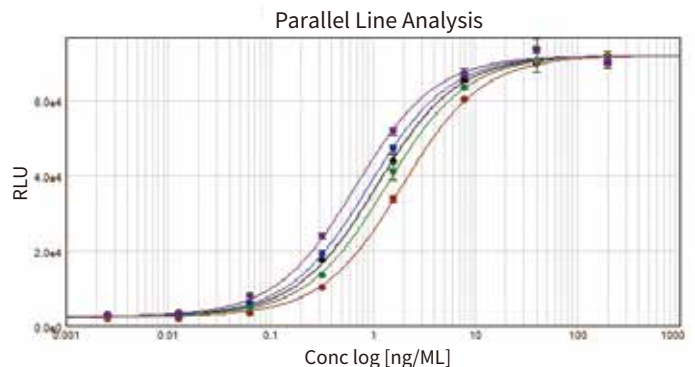
SoftMax Pro GxP 合规软件优化了 Molecular Devices 的数据库采集和分析方案，使其符合 GMP, GLP, 21 CFR Part 11 的标准实验室要求，同时也为其他相似的指南提供了安全的电子记录。

安全、可追溯的电子记录

- 通过细化权限结构和独特的登录方式实现可控的用户权限
- 电子签名支持核对、授权和同意
- 用户对每个数据库文件的操作行为都会被审计追踪功能记录
- 本地或远程用户账户管理实现简单布局

节省时间并节约成本

- 丰富的验证工具包相比使用多平台收集和数据库分析数据可节省 50% 的成本和时间
- 提供从获取到数据库再到数据库验证的终端到终端的监管链
- 针对 PLA, 4-P 和 5-P 曲线拟合的验证工具
- 为 OQ 验证而准备的测试数据库
- 可打印的 IQ/OQ 文档用于 GLP/GMP 纸质记录追踪



技术参数 - SpectraMax iD3 读板机

一般参数

尺寸 (in.)	15.79 (H) x 20.94 (W) x 23.54 (D)
尺寸 (cm)	40.1 (H) x 53.2 (W) x 59.8 (D)
重量	88.1 lbs. (40 kg)
电源	100-240 VAC, 2 A, 50/60 Hz
机械臂兼容	是

一般性能参数

板型	6 至 384 孔板
光源	高能氙闪光灯
读板能力	微孔板、比色皿 (需适配器)
检测器	光电倍增管 (PMT, -5 °C) 和光电二极管
Z 轴调节	可根据样品高度手动或自动聚焦
震荡	圆周和双圆周
温度控制	室温 +5 °C 到 65 °C [●] , 有热盖
温度均一性	± 0.75 °C
温度准确性	± 1 °C, 37 °C
气体接口	有
光谱扫描	Abs, FI, Lum
终点法	Abs, FI, Lum
动力学	Abs, FI, Lum
孔扫描	所有模式下超过 20 x 20
波长选择	1.0 nm 步进

标准读板时间 (分钟:秒)

	96 孔板	384 孔板
光吸收	0:25	1:25
荧光强度 [●]	0:17	0:53
化学发光 [●]	0:26	1:01



光吸收参数

波长范围	230-1000 nm
带宽	4.0 nm
波长准确度	± 2.0 nm
波长重复性	± 1.0 nm
检测范围	0-4.0 OD
分辨率	0.001 OD
准确度	< ± 0.010 OD ± 1.0%, 0-3 OD
精确度	< ± 0.003 OD ± 1.0%, 0-3 OD

荧光参数

波长范围	250-850 nm
波长选择	1.0 nm 步进
动态范围	> 6 logs

顶读灵敏度 (荧光素)

96 孔板	1 pM
384 孔板	1 pM

底读灵敏度 (荧光素)

96 孔板	2 pM
384 孔板	2.5 pM

化学发光参数

波长范围	300-850 nm
波长选择	选择同时检测所有波长或以 1.0 nm 步进选择
动态范围	> 7 decades
孔间干扰	< 0.1% 白色 96 孔板 < 0.2% 白色 384 孔板

灵敏度 (ATP-辉光)

96 孔板	2 pM
384 孔板	4 pM

SmartInject 注射器系统 (可选)

注射器	2
加样准确度	< 5% @ 100 µl
加样精度	< 2% @ 100 µl
死体积	管路体积: 250 µL 回流死体积: < 10 µL

- 65 °C, 最低 25 °C 环境温度要求
- 10 毫秒荧光测量的积分时间
- 100 毫秒发光积分时间, 96 孔板; 40 毫秒发光积分时间, 384 孔板



扫一扫关注我
们的官方微信