

SpectraMax Plus 384 读板机

内置比色皿的读板机

主要特点

- 全光谱范围读数
- 检测波长可调
- 强大的综合数据分析软件
- 软件验证包
- 光学校验
- 9 个独立检测器和 9 个参照检测通道

您现在可以在同一台 SpectraMax Plus³⁸⁴ 上实现标准的分光光度计和微孔板测读机的功能了。您可以选择一次性读取最多为 384 个样品，它可以读取任意一种标准规格的比色皿，12x75 mm 的试管，96 或 384 孔的微孔板中的样品。即使是更高通量的检测要求，系统也能轻松的整合完整的机械化操作来配合您所要的实验进度和要求。

专利^[1] PathCheck 传感器

“PathCheck”传感器是一项实用的测量微孔板中样品高度（光径）的专利技术。使用 SoftMax 专业分析软件时，它能自动把微孔板中的样品高度转化为 1 cm 的比色杯中的光径，就如同使用 96 或 384 个比色皿收集数据一般。

“PathCheck”可以让你无需绘制标准曲线，对于已知消光系数的化合物，浓度可以直接根据吸光度值获得。

有了“PathCheck”传感器，从此加液再也无须非常精确了，每孔中的容量多少已

经不会影响结果，只要加入 50-300 微升（96 孔）（20-100 微升，384 孔）的样品就能读数，并根据每管中不同的容量将吸光度值标准化到 1 cm 的比色杯光径条件下的吸光度值。

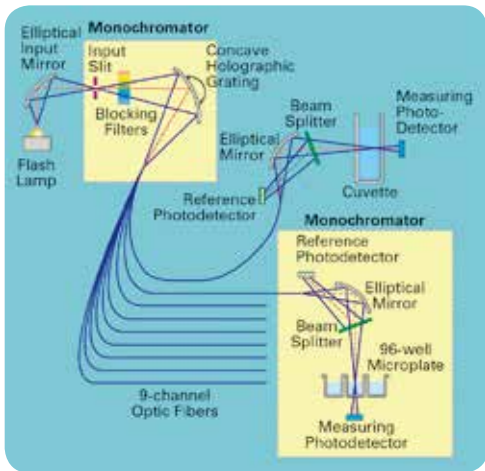
检测动力学范围也因此扩大到了 6 + OD。如果某孔读数超过量程 (> 4 OD)，只要减少液体的容量重新读数就可以了。一般 OD 读数为 2.8 的 100 微升的样品（理想光径约为 0.3 cm）会被纠正至约为 OD 为 9.2。

它还能检测 96 及 384 微孔板加液错误。

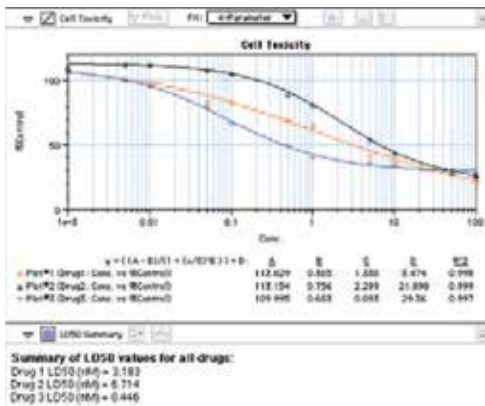
“PathCheck”传感器能测量孔间不同的容量差别让您能清楚地辨别和消除错误数据并及时做出相应的更正。

快捷的检测多通道移液器和移液枪是它另一个特点。通过测量孔的高度您可以知道分配样品的液体的多少，不管是 96 孔还是 384 孔，也能在几分钟里测试完毕。

[1] U.S. Patents 6,496,260 and 6,995,844 (实用新型专利)



Best performance by design. The SpectraMax reader's optical system mimics a dual-beam spectrophotometer. Each sample has a discrete sample beam and reference beam.



Customize data collection and analysis. SoftMax Pro Software, the industry-leading microplate reader software for the SpectraMax Plus 384 system, allows complete customization of data collection and analysis.



Streamline GLP/GMP compliance. The SpectraTest validation package provides a NIST-traceable solution for validating optical performance of the SpectraMax Plus 384 reader and does it automatically.

应用

所有能在传统分光光度计中进行的 UV/VIS 分析和所有在微孔板测读机中的功能都能在这里实现

- DNA 定量
- 比色法分析
- 酶联免疫吸附试验
- 免疫分析
- 药物溶解试验
- 酶动力学 (例如: K_i , K_m 等)

强大的综合数据分析软件

您可以选择终点法、动力学或者光谱扫描模式, 观察实时的动态以及光谱情况, 收集多种微孔板以及比色皿内数据, 包括图表、分析、注释。您可以通过 SoftMax Pro 软件导入导出数据信息, 比对分析您的试验结果。

软件验证包

SoftMax Pro 以光盘的形式为你提供了大量的文件和数据信息以便于您对软件进行各种认证。相关 FDA21 CFR Part 11 的认证也包含在内。

堆板机、机械臂一体化整合

SpectraMax Plus³⁸⁴ 可以在几分钟内整合到 Molecular Devices 的 StakMax 堆板机上。为了实现更高层次的自动化, 自动化供应商合作伙伴已经把我们的酶标仪系统和所有主要合作伙伴的机械臂进行了整合。“开箱即用”的自动化解决方案将会更节省时间和资源。

订货信息

您可以联系您的 Molecular Devices 客户销售代表取得更多仪器选择。

技术参数

一般参数

尺寸 (cm)	22 (长) * 58 (宽) * 38 (高)
重量 (kg)	13.6
耗电量 (w)	< 250
电源 (V)	100-240 (交流), 4 安 / 50-60 赫兹
机械臂兼容性	兼容

光学参数

波长范围	190-1000 nm
调节步进	1 nm
波长带宽	2 nm
波长精确度	± 1 nm
波长重复性	± 0.2 nm
光度量范围	0-4.000 (OD)
分光检测分辨率	0.001 OD
测读准确度 (微孔板)	< ± 0.006 OD / ± 1.0% / 0-2.0 OD
测读准确度 (比色皿)	< ± 0.005 OD / ± 1.0% / 0-2.0 OD
测读精确度	< ± 0.003 OD / ± 1.0% / 0-2.0 OD
基线准确性	< 0.001 OD
杂色光	≤ 0.07% @ 230 nm OD ≥ 3.15
光源	闪烁式高能氙灯
读板时间 (正常模式)	96 孔: < 9 s / 32 Flashes 384 孔: < 29 s / 32 Flashes
读板时间 (快速模式)	96 孔: < 5 s / 8 Flashes 384 孔: < 16 s / 8 Flashes

温度调节

温度可选范围	室温 + 4 °C - 45 °C
温度均一性 (微孔板)	± 0.5 °C (37 °C)



扫一扫关注我
们的官方微信

Molecular Devices 大中华区
上海 电话: 86-21-3372 1088
北京 电话: 86-10-6410 8669
成都 电话: 86-28-6558 8820
台北 电话: 886-2-2656 7585
香港 电话: 852-2248 6000

Email: info.china@moldev.com
传真: 86-21-3372 1066
传真: 86-10-6410 8601
传真: 86-28-6558 8831
传真: 886-2-2894 8267
传真: 852-2248 6011

www.MolecularDevices.com.cn
地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 1 座 501 室 200335
地址: 北京市朝阳区广渠东路 3 号中水电国际大厦 612 & 613 室 100124
地址: 成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 2208 室 610016
地址: 台北市内湖区堤顶大道二段 89 号 3 楼
地址: 香港皇后大道东 1 号太古广场三座 4 楼 406-9

