



VersaMax™ 读板机

用于96孔板格式的可调波长读板机

主要特点

- 可调波长，灵活检测
- 出众表现
- 价廉物美
- 强大的数据分析
- 简便的验证和测试
- 8个独立检测器和8个参照检测通道(16个检测器)

Molecular Devices公司的VersaMax读板机为光栅型单色器读板机，拥有灵活检测优势，无需加配额外的滤光片。

可调波长，无需滤光片，灵活

VersaMax读板机使用光栅单色器来选择波长，其结果是选择确切的检测波长应用于每个实验。波长范围从340nm到850nm，这相当于配备了511块滤光片。

特殊表现

使用先进的光学和电学设计，VersaMax可应用于检测圆底、平底和半面积的微孔板并且均可获得高质量的检测结果。双波长读板可报告每个波长的实际光吸收值，因此数据可以通过用户的偏好进行分析。温度控制最高可至45℃，允许在室温或生理温度条件下进行动力学检测。

价廉物美

VersaMax读板机可与机械臂兼容，用户无需另外购买滤光片，因此物有所值。此外，VersaMax实验数据可靠，它可以提供更长的运行时间和长期更低廉的成本。

宽泛的应用范围

VersaMax读板机涵盖了宽泛的应用检测范围：

- 微生物生长/MIC
- IC₅₀/LD₅₀
- 终点法检测ELISAs/EIA
- 细胞增殖/细胞毒性
- 色度计量蛋白
- 动力学检测ELISAs/酶学检测
- 细菌鉴定



Figure 1. Flexible template assignment. Standards for multiple calibration curves and unknowns can be run on separate plates.

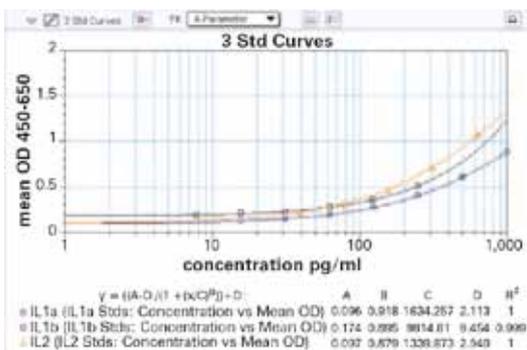


Figure 2. Multiple calibration curves. Multiple calibration curves can be plotted on one graph.

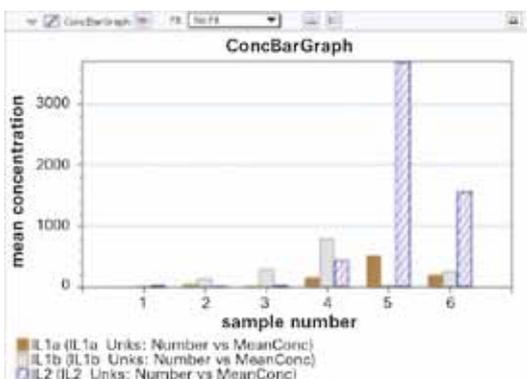


Figure 3. Combined data graphing. Results from unknowns run on different plates and different calibration curves can be plotted on one graph.

强大的数据分析

VersaMax读板机包含了SoftMax® Pro, Molecular Devices的标准化数据分析和仪器控制软件。该软件提供给用户额外的灵活性: SoftMax® Pro从简单的终点法检测到复杂的动力学检测都可以处理,并可应用客户的计算法则。软件有Windows和Macintosh两种版本兼容,并且可以迎合简单用户和高端用户的各自需求。该软件可以应用十一种曲线拟合模式以及用户定义的数据简化方式,也可以根据用户要求建立相应的公式进行数据分析。不同微孔板的数据还可以结合在一起进行整合分析。

简便的验证方法

SpectraTest™验证包应用NIST示踪标准进行光学结果测试。测试可以在用户的实验室中根据其实验进度完成。另外软件验证, FDA 21 CFR Part 11条款契合工具和IQ/OQ/PQ验证工具都可以实现。

技术参数

详细光学参数

波长范围: 340nm—850nm

波长选择: 光栅单色器,
可调1.0nm步进

波长带宽: 2nm

波长准确度: < ± 2.0nm

测定范围: 0—4.000OD

测定线性范围:

(405nm) 0—3.000OD

测定准确度(340nm—850nm):

< ± 0.006OD ± 1.0%, 0—2.0OD

测定精确度(340nm—850nm):

< ± 0.003OD ± 1.0%, 0—2.0OD

微孔板测读时间:

终点法: 12秒/32Flashes

动力学法: 9秒 最小间隔

温度调控

温度范围: 室温+4℃到45℃

温度均一性(微孔板):

± 0.5℃在37℃下, 孔间差距

一般参数

尺寸(cm): 22(长)*58(宽)*38(高)

重量(kg): 13.6

耗电量: <250watts

电源: 100—240VAC, 4 A,
50/60Hz

机械臂兼容: 兼容

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。

联系方式

上海

电话: 86-21-3372 1088

传真: 86-21-3372 1066

地址: 上海市长宁区福泉北路518号1座501室

北京

电话: 86-10-6410 8669

传真: 86-10-6410 8601

地址: 北京市朝阳区广渠东路3号中水电国际大厦612&613室

成都

电话: 86-28-6558 8820

传真: 86-28-6558 8831

地址: 成都市锦江区东御街18号百扬大厦2208室

台北

电话: 886-2-2656 7585

传真: 886-2-2894 8267

地址: 台北市内湖区堤顶大道二段89号3楼

香港

电话: 852-2248 6000

传真: 852-3010 2828

地址: 香港皇后大道东1号太古广场三座4楼406-9

您还可以通过我们的网址来了解我们最新的全球销售信息

www.MolecularDevices.com

www.MolecularDevices.cn

或邮件至info.China@moldev.com



扫一扫关注我们
的官方微信

