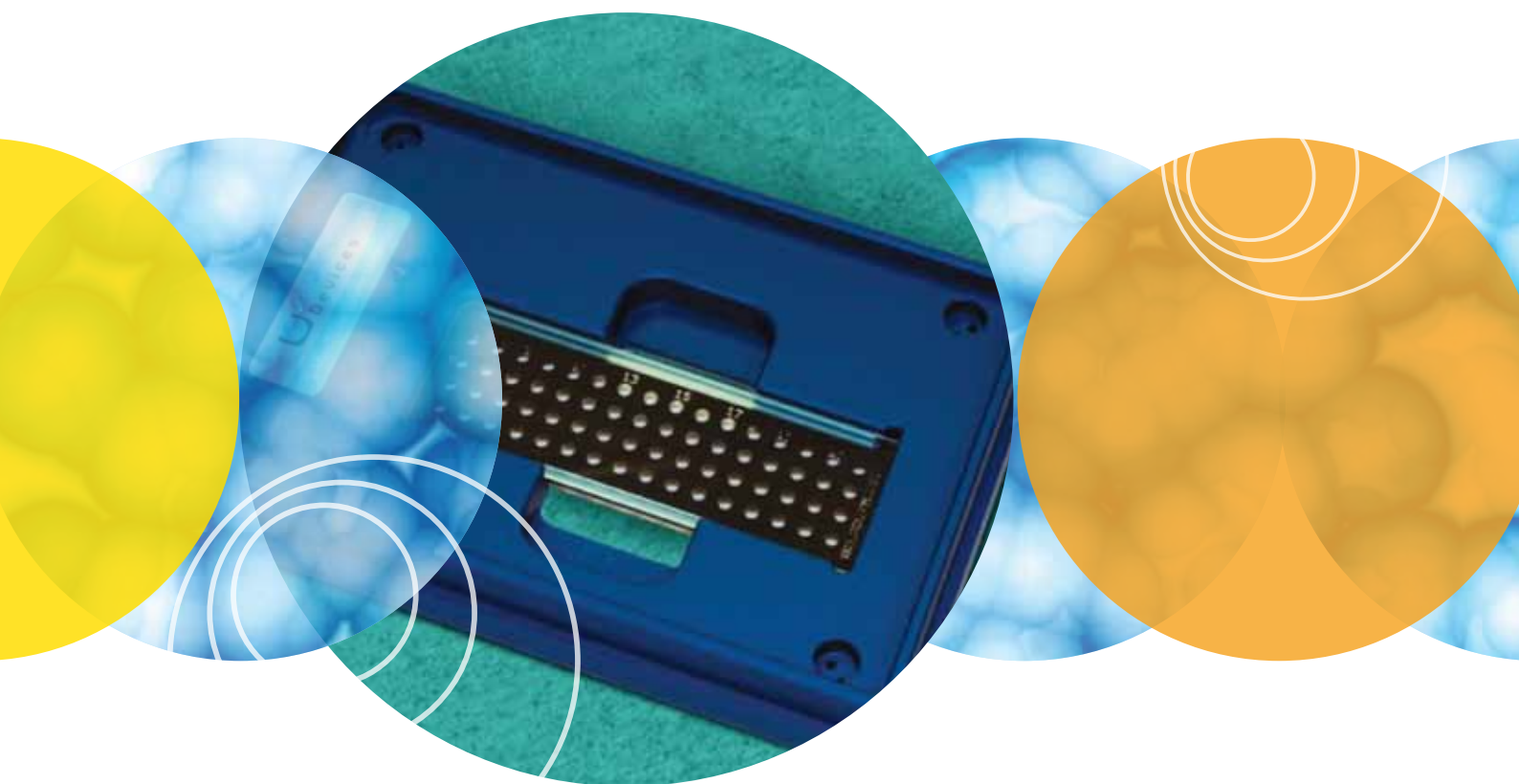


SpectraDrop超微量检测板

台式微孔读板机的超微量检测解决方案



特点

- 优雅简单的多用户设计
- 体积和通量的多种组合
- 简便放心的清洁操作
- 无可匹敌的通量达 64 sample/plate

Molecular Devices 推出的独一无二的 SpectraDrop超微量检测板，为超微量检测领域提供了目前市场上最高通量的一个解决方案。SpectraDrop超微量板所拥有的独特而灵活的设计特点，可以极大地减少准备样品所花费的时间，提高了实验室针对2ul的DNA、RNA或者蛋白质样品的效率。SpectraDrop超微量检测板能够保证超微量定量检测的超高一致性和重复性，同时SpectraDrop还可以与MD的StakMax堆板机系统无缝整合，大大增强检测的能力与速度。

简约优雅的设计

SpectraDrop超微量板模块，包括一个特殊设计的适配器和一对盖片载片组合，提供了高度一致的多样品检测系统。这种简单的设计方案，允许每个用户自由进行个性的载片组合，成为多用户实验室的理想选择。

SpectraDrop超微量板的适配器，有两个垂直方向的凹槽，可以简便的进行盖片和载片的放置和固定，而不会出现样品拖尾现象。底部载片表面经过聚四氟乙烯涂层处理可保

证精确点样，同时盖片还有2微升(0.5mm)和4微升(1mm)两种规格，并具有蒸发控制功能，使SpectraDrop超微量检测板成为一个整体设计和具有高度数据重复性的检测分析工具。

多样的使用设计

SpectraDrop超微量板有两种通量的配置：24个样品和64个样品，以及两种体积配置：2和4微升加样体积；这些特点使用户可以根据自己的需求选择不同的组合。

简便的清洁设计

独特的双片设计结构，使得清洁过程变得简单而又快速。用户可以快速的擦拭，然后进行高压灭菌处理或超声清洗，或者简单直接换上新的盖片或载片，无需担心需要进行重新校正。

无可匹敌的通量

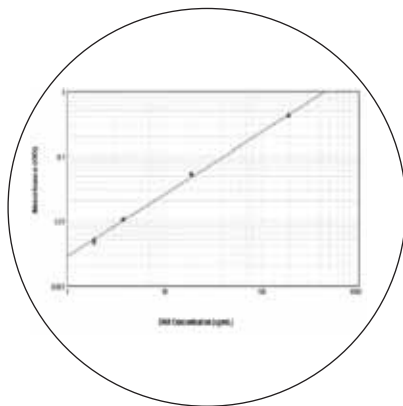
拥有64样品通量，配合Molecular Devices的StakMax堆板处理系统，SpectraDrop超微量检测板，提供了市场上目前超微量检测领域内最高通量解决方案。

独特的设计



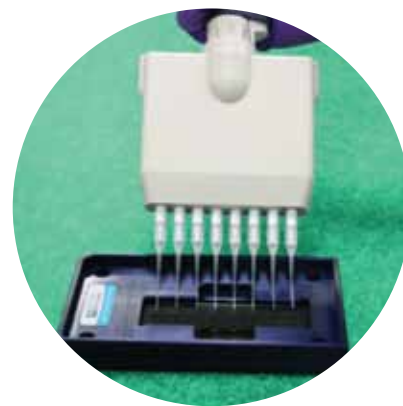
SpectraDrop微量板包含了一个特殊设计的适配底座，聚四氟乙烯包被的载片，和一个配备了有蒸发控制功能的盖片。

可靠地结果



SpectraDrop微量板可以配合使用内置了很多实验方案的SoftMax®多孔板数据采集与分析软件。

加样简便



SpectraDrop微量板，加样可兼容8或16道移液器。

技术参数:

灵敏度: 2 ng/μL (dsDNA)*

孔间CV: < 5%

24孔微量板: 兼容8道移液器

64孔微量板: 兼容8和16道移液器

* dsDNA灵敏度适用于以下仪器:

- SpectraMax® 190 读板机
- SpectraMax® Plus384 读板机
- SpectraMax® M 系列读板机
- SpectraMax® Paradigm 系列
- FlexStation® 3 系列
- SpectraMax® i3x 读板机

产品型号	描述	细节
0200-6262	SpectraDrop 24 套装	一个微量板适配器，两个24孔载片，2μL盖片和一个4μL盖片各一个
0200-6267	SpectraDrop 高通量套装	一个微量板适配器，五个24孔载片，五个64孔载片，2μL盖片和4μL盖片各五个
0200-6263	SpectraDrop 配件，24孔载片	24孔载片三个
0200-6264	SpectraDrop 配件，64孔载片	64孔载片三个
0200-6265	SpectraDrop 配件，2μL 盖片	2μL盖片三个(0.5mm)
0200-6266	SpectraDrop 配件，4μL 盖片	4μL盖片三个(1mm)



扫一扫关注我们的官方微信