

# 用于药物发现和生命科学研究的创新解决方案



## 推进细胞和蛋白质分析技术的标志性科研成果

Molecular Devices 是一家专业的生物分析仪器公司，为生命科学研究，药物开发和生物治疗提供整套解决方案。世界各地的实验室总计超过 130,000 的装机量，已发表超过 25,000 篇同行评审的文章。我们高性能产品使你提高生产力和效率，最终加快新疗法的探索研究。

### 多功能酶标仪

我们提供各种不同种类的多功能酶标仪，以及各种产品的多元化配置，以此来满足您的应用需求。多达八种不同的检测模式和现场升级功能，使您可以随时轻松的扩展您的仪器功能。



#### SpectraMax® iD3

Molecular Devices 公司最新推出的连续光谱的四功能微孔板检测平台，包括光吸收、荧光、化学发光和荧光共振能量转移。内置近场通信 (NFC) 功能，可快速找出属于自己的检测模板。仪器正面嵌入式高分辨率的触摸屏显示器，无需外置专用的电脑。仪器采用新型 -5 °C 制冷检测器，有效降低背景噪音，提高信噪比。



#### SpectraMax® i3x

MD 推出的连续光谱四功能 (光吸收、荧光、化学发光、荧光共振能量转移) 的可升级检测平台，用户可自行升级至新应用模块，包括时间分辨荧光、荧光偏振、TR-FRET、HTRF、AlphaScreen、Western blot 等，并可选用注射器进行快速动力学检测，也可选择 MiniMax™ 300 细胞成像模块进行细胞活力、蛋白表达、细胞凋亡等检测。



#### SpectraMax Paradigm

高通量、用户可升级的多功能微孔板检测平台，可以在两分钟内轻松进行功能升级。可检测光吸收、荧光、化学发光、荧光共振能量转移、时间分辨荧光、荧光偏振、TR-FRET、HTRF、AlphaScreen、Western Blot 等，支持 6-3456 孔板检测。



#### SpectraMax M 系列

可升级的微孔板检测平台包括全波长的光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振，检测模式包括终点法、动力学、光谱扫描和孔扫描，此外也支持比色皿三种检测功能，PMT 自动增益调节<sup>[1]</sup> 和光程校正专利<sup>[2]</sup> 技术。



#### FlexStation® 3

检测模式：全波长光吸收、荧光、化学发光、时间分辨荧光、荧光偏振、TR-FRET、HTRF。除了支持终点法、动力学法、孔扫描、波长扫描等检测功能外，由于仪器内置自动移液工作系统，8 或 16 道移液头可随时可更换，最低移液体积仅为 1  $\mu$ l，可进行钙流、膜电位、心肌细胞等快速动力学检测实验。



#### FilterMax™ F3 & F5

基于滤光片的多功能微孔读板机，高性价比的一款仪器，同样可获得高品质的实验结果。可检测光吸收、荧光、化学发光、荧光偏振、时间分辨荧光、TR-FRET，检测模式包括终点法、动力学法、线性和面积扫描法检测，支持 6-1536 孔板。

Unleash your brilliance™

[1] Patent No. 6,232,608 (实用新型专利)

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

## 光吸收酶标仪

我们的光吸收酶标仪，包括多项专利技术，比如 PathCheck® 光程校正技术<sup>[2]</sup> 和可调<sup>[3]</sup> 谐的单色仪，为您众多的实验提供更多的灵活性，灵敏度，并轻松使用。



### SpectraMax Plus<sup>384</sup>

紫外-可见光吸收读板机，实现快速、全光谱范围比色皿检测，支持 96 和 384 孔板。波长可调（光栅型），全波长（190-1000 nm）；可做终点法、动力学、光谱扫描、孔扫描。



### SpectraMax 340PC<sup>384</sup> / SpectraMax 190

通用的可见光吸收读板机，支持 96 和 384 孔板。同时，SpectraMax 190 增加了紫外光检测模式。波长可调（光栅型），波长范围（340PC<sup>384</sup> 为 340-850 nm, 190 为 190-850 nm）；可做终点法、动力学、光谱扫描。专利的光程校正技术。340PC<sup>384</sup> 可读 384 孔板。



### VersaMax™

为 96 孔板量身打造，可见光区全波长连续可调。弥补了滤光片读板机和灵活紫外-可见光吸收读板机的价位空缺，使其具有很高的性价比。



### CMax Plus

标配 6 滤光片于可见光区检测，主要进行蛋白定量、细胞活力、增殖和细胞毒性、农药残留以及各种 ELISA 实验等。一款专门为科研实验室量身打造的灵活且强大的微孔板读板机，检查前光源的自动校正功能保证实验结果的绝对准确，支持圆底或者平底两种类型的 96 孔板。

## 化学发光酶标仪

兼容辉光型和闪光型化学发光试剂的高灵敏度、高通量的可升级平台。



### SpectraMax L

根据实验通量要求，可选择一个或两个超灵敏的单光子化学发光检测器 (PMT)，支持 96 孔和 384 孔的双注射器，也可最多选配四个注射器，以低价格实现更高通量，大大提高效率。除此之外，具有大于 9 个数量级的动态学检测范围，出色灵敏度、注射器自动清洗等优势，也可根据需要选择 BRET 检测功能。

## 荧光酶标仪

分析 ELISA 实验，进行蛋白质和核酸定量，报告基因，细胞活力、增殖和细胞毒性实验，且不需要滤光片。



### Gemini XPS

在较大荧光强度范围内实现顶部微孔板的读取功能，且均无需使用滤光片。光栅型荧光检测器，波长范围：激发，250-850 nm；发射，360-850 nm。



### Gemini EM

在不使用滤光片的情况下同时实现顶读和底读功能。提供全波长的 250-850 nm 激发光，以及 250-850 nm 的发射光。

## 超微量分光光度计



### SpectraMax QuickDrop

超微量全波长分光光度计旨在满足生命科学研究人员对微量 DNA、RNA、寡核苷酸和蛋白定量快速检测。仪器内置微量上样孔仅需 0.5 μL 体积，很大程度节省你宝贵样品，比色皿插槽方便进行常规体积样品的快速检测。检测仅需四秒，先进的设计构造无需担心外置移动悬臂方式造成的闭合不齐，或潜在机械损坏。

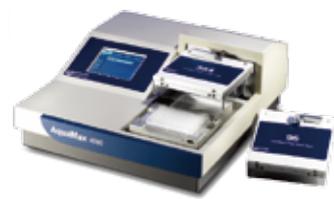
## 洗板机

强大、可靠的洗板机是当今研究实验室的重要组成部分之一。我们提供一系列的洗板机来满足您的需要，包括单条洗板机和全板洗板机。



### MultiWash™+

紧凑的，安静的，用户友好的 Multiwash+ 洗板机包括 20 个预先设定的程序，兼容 96 和 384 孔培养板，4 个不同的清洗 / 冲洗瓶开箱即可使用。非常适合实验室使用。



### AquaMax® 洗板机

可互换的 96 孔和 384 孔板清洗头的内置全自动程序洗板机；最多达 4 道液体输入，自动关机程序选项、“一键触摸”预充和清洁程序。

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

[3] Patent Nos. 6,236,456 and 6,313,471 (实用新型专利)

## 高内涵筛选系统



### ImageXpress® Micro-C

以宽场成像的速度，高内涵的通量，引领您步入共聚焦的新时代。使解决复杂的生物学问题更简单、更快速、更准确。最新发布的ImageXpress® Micro-C 共聚焦高内涵成像系统能够以宽场成像的速度，就可以完成高通量3D细胞共聚焦扫描结果。多种成像模式只需一键切换，共聚焦和宽场成像一体设计，一台机器满足不同实验的需求，帮您快速得到发表级高质量图片及具有统计学意义的数据。



### ImageXpress Micro 4

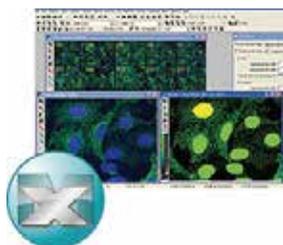
第四代成像技术的顶峰，可配 1X-100X 物镜及多种附件，适用于多孔板、玻片、培养皿等样品，未来可升级转盘共聚焦高内涵。联合使用 MetaXpress 高内涵图像获取和分析软件，ImageXpress Micro 4 系统以智能化、多维化和高通量筛选的方法，将帮助您发现科学上下一个里程碑式的重大突破。



### ImageXpress Nano

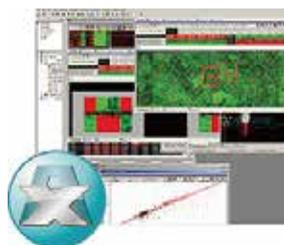
全新的高内涵驾驭体验，具有远程操控拍照和分析的功能，全自动完成，并且物美价廉，值得每个实验室拥有。ImageXpress Nano 系统可以让科研工作者更快速地得到高质量数据，台式机、笔记本及平板电脑，都可进行数据处理，并可更方便地与同行合作——随时随地远程操作、共享及展示结果。

## 高内涵成像数据获取和分析软件



### MetaXpress™ 软件

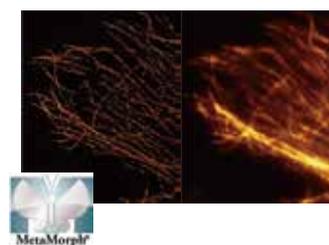
以具有工业化标准 MetaMorph 为骨架的高内涵驱动和细胞分析软件，用于 ImageXpress Micro/Ultra 图像获取和图像分析，多达 19 种分析模块能够轻松实现常见图像的分析，独特的 Journal 功能使硬件功能流程和图像分析功能无限开发拓展。最新的 Custom Module Editor 模块使自定义分析设计更加轻松。



### AcuityXpress 软件

大数据量多参数数据可视化和数据挖掘工具，能够实现实验结果的标准化，MDCEarth 功能能够实现任何分析结果和原始图像之间的双向追溯、不变质控 (QC) 和成因分析。

## MetaMorph® 超高分辨率成像系统



### MetaMorph® Super Resolution System

突破光学极限，提供使用者实时的超高分辨率图像。可搭配现有系统进行升级，支持 PALM/STORM/FPALM/dSTORM/GSD 及 3D 超高分辨率图像，XY 分辨率可达 20 nm，Z 轴分辨率可达 40 nm。

## 克隆筛选系统



### ClonePix™ 2

新一代细胞克隆筛选和挑取技术。拥有 5 组荧光通道。避免有限稀释，快速高效自动化筛选挑取杂交瘤克隆，建立稳定细胞株，干细胞及特殊表面标记细胞挑取及昆虫细胞筛选挑取。



### CloneSelect™ Imager

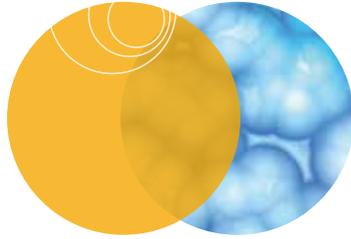
客观，定量评估细胞生长情况；根据细胞密度，校准细胞表达水平；细胞计数，绘制细胞生长曲线；细胞单克隆的验证；细胞迁移分析等。新增荧光功能，更精准确认第 0 天细胞数量和状态，便于单克隆验证。



### QPix 400

微生物克隆挑选工作标准。拥有白光和荧光成像，自动化挑取微生物菌落，实现样品涂布，文库筛选和管理，通量点膜等。在噬菌体展示，蛋白表达，酶定向进化，生物燃料，DNA 测序，文库筛选管理方面得到广泛应用。

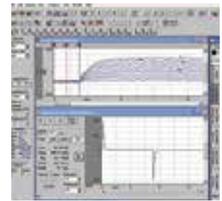
## 高通量细胞水平筛选



### FLIPR<sup>TETRA</sup>®

配备多种通量的自动加样系统 (96/384/1536 通道)，以 LED 为光源，采用高灵敏度的 CCD 相机完成整板信号的同步加样和实时检测 ( 荧光和化学发光均能检测 )，准确再现受体或离子通道快速动力学反应过程。适用于生命科学基础研究和高通量药物筛选。

## 传统手动膜片钳



### Axopatch 200B

整合了电容反馈和单通道记录的探头冷却技术，特别适合小电导的单通道的记录，是经典的低噪音膜片钳放大器。

### MultiClamp 700B

全新的电脑自动化双探头电阻反馈高速电流钳放大器，实现了自动的电容，电阻补偿。

### Digidata1550 数模转换器

MD (Axon) 公司新近推出的高分辨率、低噪声数模 / 模数转换器。

### pCLAMP 软件

强大的电生理数据捕获和分析软件，是电生理数据获取和分析的金标准。

## 处理系统和配件

通过增加多种不同的处理系统和配件来扩充 Molecular Devices 公司的检测平台。从一款自动的微孔板处理系统到一块超微量检测板，我们的处理系统和配件都可以帮您实现您要的结果。



### StakMax<sup>®</sup> 微孔板堆板机

一款集成的、可提供多达 50 块微孔板自动化加样的台式堆板机，且占地小巧。



### SpectraDrop<sup>™</sup> 超微量检测板

为微量 DNA、RNA 和蛋白质定量特别设计的、保证均匀性和可重复性分析的高通量解决方案。可进行 2 ul 或 4 ul，24 或 64 个样品的超微检测。



### SpectraTest<sup>®</sup> 验证板

为验证 Molecular Devices 公司的光吸收，荧光和化学发光酶标仪是否满足生产规范的综合性的工具。



## 软件解决方案

我们的软件套件为每一次数据分析提供全面、功能丰富的解决方案。从准备运行的算法到高含量的信息，我们软件的解决方案都可以为您提供用以评估您数据的工具。



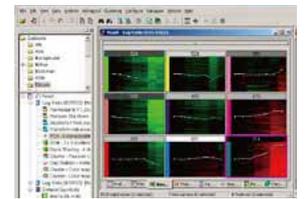
### SoftMax® Pro 7

客户好评的 SoftMax Pro 软件，世界各地的用户超过 100,000 人，提供了全面的产品运行模板，分析算法和 FDA 21 CFR Part 11 合规工具。



### GenePix® Pro

GenePix Pro 软件在微阵列图像分析领域是工业级标准，是由于其独特的将成像和分析工具结合到一起，具有可视化、自动化功能、高性能和容易使用等特点。



### Acuity®

适用于所有芯片数据，无缝整合 GenePix Pro 软件，强大的信息学分析、统计、标准化、可视化软件。

## 芯片扫描仪

我们的系统可以处理任何基于玻片的微阵列芯片研究，从小的一或两个荧光团的荧光应用到需要自动化样品处理和安全企业级数据管理与分析的、多荧光高通量项目。所有的芯片扫描仪都包括一个 GenePix Pro 图像采集和分析软件激活码，是用于采集和分析微阵列图像的基准测试工具。



### GenePix 4300/4400

结合 GenePix Pro 芯片图像分析软件和 Acuity® 芯片信息软件，这些系统为数据采集和分析提供了功能强大的、灵活的和易于使用的解决方案。

GenePix 4300A: 分辨率 5-100 微米/Pixel, 且用户可调, 用户可换的 16 个滤光片位置的滤光片轮, 4 个激光选择, 顺序扫描。

GenePix 4400A: 分辨率 2.5-100 微米/Pixel, 且用户可调, 用户可换的 16 个滤光片位置的滤光片轮, 4 个激光选择, 顺序扫描。



### GenePix 4100A

本序列扫描仪由获奖的光学，电子和软件设计等几部分组成。因其价格区间和台式小巧的设计，使它非常适合个人实验室使用。分辨率 5-100 微米/Pixel, 且用户可调, 8 个滤光片位置的滤光片轮, 2 个激光选择, 顺序扫描。



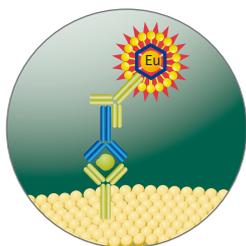
### GenePix 4000B

这种扫描仪是芯片扫描技术在质量，可靠性和易于使用方面的基准。分辨率 5-100 微米/Pixel, 且用户可调, 2 个滤光片, 2 个激光选择, 同时扫描。



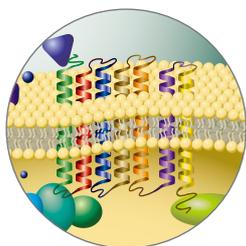
## 试剂盒

我们提供易于使用的，用于生命科学研究，药物发现和开发以及生物测定的试剂。所有的检测试剂盒都已经在 Molecular Devices 公司的系统中进行了优化。



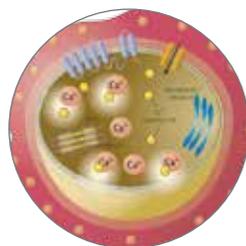
### ScanLater™ Western Blot 试剂盒

扩展信号稳定性的、无需底物的免疫印迹实验。



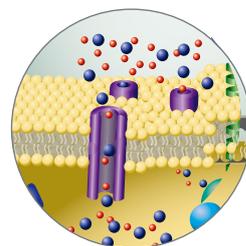
### GPCR 检测试剂盒

基于细胞检测的试剂盒，包括 FLIPR® 钙检测试剂盒和优化了灵敏度的 CatchPoin® cAMP 以及 cGMP 试剂盒。



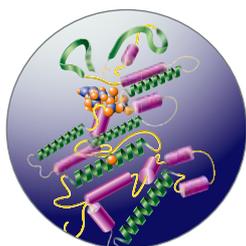
### EarlyTox™ 毒性检测试剂盒

心脏毒性和细胞完整性试剂盒，允许您测量细胞毒性和区分活细胞。



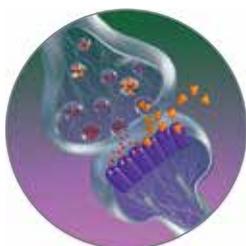
### FLIPR® 膜电位检测试剂盒

“Mix-and-read” 均相实验，简单快速筛选离子通道靶点。



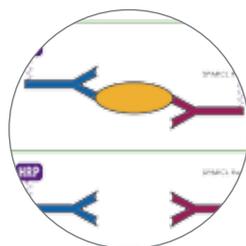
### IMAP® 激酶活性检测试剂盒

均相测定激酶，磷酸酶和磷酸二酯酶。



### 膜转运体检测试剂盒

活细胞动力学实验测定脂肪酸和神经递质的摄取。



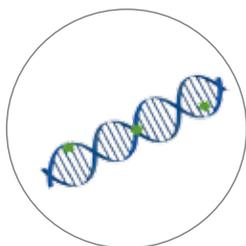
### 均相化学发光酶免检测试剂盒

均相免洗法蛋白定量。



### 总 DNA 和蛋白残留检测试剂盒

实验进行蛋白质，肽，微生物和单链 DNA 的测量。



### SpectraMax® Quant DNA 荧光定量检测试剂盒

使用荧光法定量检测 dsDNA 含量。



### SpectraMax Glo Steady-Luc 报告基因检测试剂盒

使用萤火虫荧光素酶报告基因法检测蛋白表达量。

## Molecular Devices 公司介绍

Molecular Devices 始创于上世纪 80 年代美国硅谷，作为全球高通量仪器设备的优秀品牌，一直致力于为生命科学研究及药物研发提供先进的全方位解决方案。其产品覆盖微孔板检测分析、高通量筛选、高内涵成像、高效克隆筛选等。公司以持续创新、快速高效、一流质量的产品及完善的售后服务著称业内。



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

