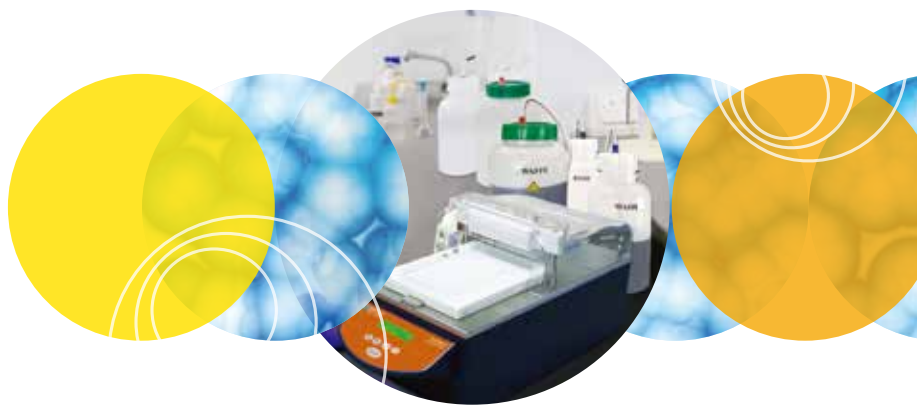


# MultiWash+ 微孔板洗板机

支持 96- 和 384- 孔板的  
自动洗板机



订购信息	货号
MultiWash+ 可用于 96 孔微孔板: 4 根液体管线, 8 道洗头和管路, 4 个洗液瓶 / 清洗瓶 (2 L), 1 个废液瓶 (2.5 L)	MultiWash+
可选 16 通道洗头	5032338
可选 12 通道洗头	5032336
可选 8 通道洗头	5032337
洗板机维护套件: 2 x 2.5 A 备用保险丝, 2 根清洁针, 适合所有瓶子的管线, 针头清洗工具, 洗头管线和洗头备用管线	5032339
额外管路套件 (4 通道)	5032340
洗液瓶 (2 L)	5032341
清洗瓶 (2 L)	5032342

技术参数	
加液体积	50-2000 $\mu$ L, 每 50 $\mu$ L 步进
加液精确性	< 5% CV @ 300 $\mu$ L
残液量	< 1 $\mu$ L/well
使用界面	2 x 16 个字符的背光显示屏, 含 5 个功能键
振荡选项	3 速可调
支持微孔板类型	符合 ANSI SBS 标准的平底和圆底 96 孔微孔板 (16 通道洗头可支持 384 孔板)
电源	90-250 B, 60 V 自动感应, 50/60 Hz
尺寸 (WxHxD)	21 x 21 x 44 cm
重量	8 kg



扫一扫关注我们  
的官方微信

## 优势:

- 简单易操作
- 仪器标配洗液瓶与冲洗瓶, 方便应用
- 灵活的清洗系统兼容 96 或 384 孔板
- 自动冲洗, 避免堵塞管路
- 安静与高效

MultiWash™ + 是一台体积小且灵活易操作的全自动洗板机。MultiWash+ 洗板机兼容 96 孔或 384 孔板, 并且标配有四个洗液瓶或冲洗瓶, 外加一个废液瓶。

## 清洗程序及模式

仪器上配有触摸屏并且预存 20 种不同的清洗模式, 每种模式下均可灵活的设置 8 个循环步骤。另外, 仪器还可调节洗液流速和体积, 调节吸液的速度和时间, 以及可调的浸泡时间, 并提供三种震荡方式方便用户混匀洗液。

## 高效

洗头通过在每个孔中交叉吸液提高清洗效率, 有效地减少每孔中残液的体积。仪器占地面积小, 无需额外的真空和压力装置, 内置泵的设计为您提供一个安静的操作环境。

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

