



Midi Plus™

符合人体工程学的大容量移液

Simplifying Progress

SARTORIUS

从瓶子或试管 简单且符合人体工程学的大容量移液！

符合人体工程学的设计可保护您免于 RSI

Midi Plus™ 是一款小巧的电动移液控制器，能够轻松地从一个瓶子或试管中吸液。其人体工程学设计有助于最大限度地减少使用血清学或普通移液管时手臂和手所需抬起的高度。此外，与带有挤压式球泡的移液管吸注器相比，Midi Plus™ 的电子操作可减少所需的手指力量。这些特质减轻了长时间移液的工作量，保护您免于重复性劳损 (RSI)。

与移液管和吸头具有广泛的匹配性

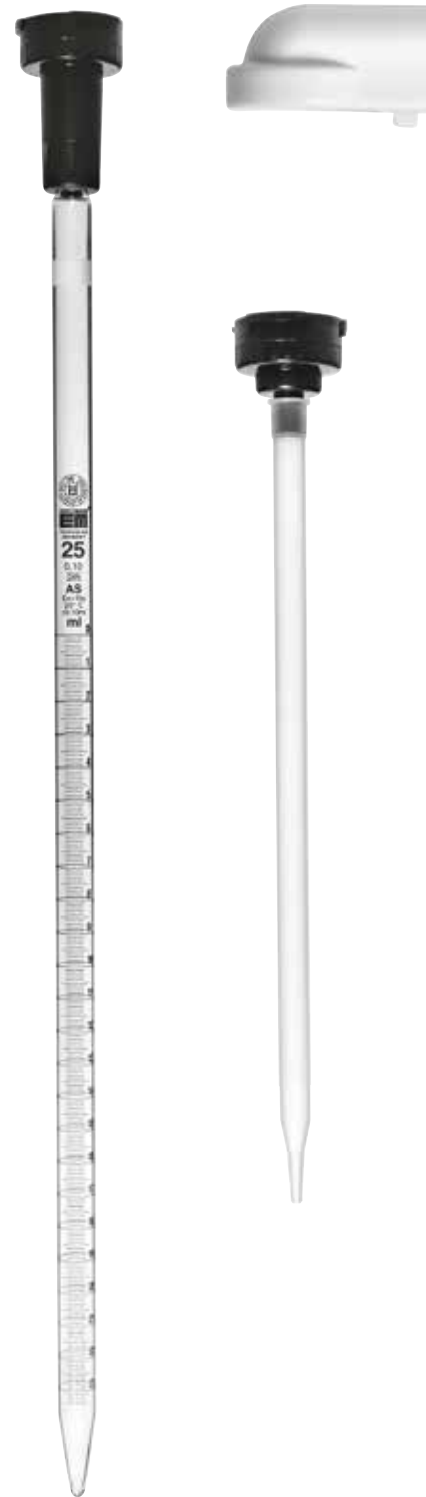
- Midi Plus™ 能与常用的 0-100ml 容量范围的玻璃或塑料移液管兼容。
- 在对准确度要求不高的应用中可搭配 Sartorius 5 ml 和 10 ml Optifit 吸头使用。

疏水过滤器可防止过度吸液

- 疏水的 Sartorius 过滤器可防止过度吸液，避免移液控制器受到污染。
- 过滤器提供有预灭菌和未灭菌型号，以符合实验的纯度要求。

折叠式支架节省工作台空间

- 一体的折叠式支架可节省工作台空间。
- 当 Midi Plus™ 搁置在支架上时，玻璃或塑料移液管不会与桌面接触，以避免污染发生。





线性速度控制确保准确移液

- 可通过调整轮或改变手指按压操作按钮的力度轻松控制吸液和排液速度。
- 可根据您的应用和移液管容量选择速度。
- 只需手指轻触排液按钮，便可利用重力实现慢速逐滴排液。

订购信息和配件

订购编号	项目	数量 单位
710931	Midi Plus™	1
LH-7129120	可替换过滤器, 0.45 μm, 未灭菌, 可高压灭菌	5
LH-7129130	可替换过滤器, 0.2 μm, 预灭菌	5
LH-711017	适用于 5 ml 移液器吸头的接头套装, 可进行高压灭菌, 包括吸头鼻锥和硅树脂接头	1
LH-711018	适用于 10 ml 移液器吸头的接头套装, 可进行高压灭菌, 包括吸头鼻锥和硅树脂接头	1
780300	Optifit 吸头 5 ml	100
780308	Optifit 吸头 5 ml	1000
780310	Optifit 吸头 10 ml(适用于 Midi Plus™ 的加长型吸头)	100



销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

www.sartorius.com.cn

赛多利斯（上海）贸易有限公司

邮箱 lab.cn@sartorius.com

服务热线 400 920 9889 | 800 820 9889

上海

上海市浦东新区盛荣路 388
弄百佳通产业园 3 号楼, 7-11
层, 200120
电话 +86 21 6066 6100

北京

北京市顺义区空港工业区 B
区裕安路 33 号, 101300
电话 +86 10 8042 6300

广州

广州市越秀区水荫路 117 号
1105 单元, 510075
电话 +86 20 3761 7284

苏州

苏州市虎丘区科技城锦峰路
158 号 101park-28 幢 201,
215163
电话 +86 512 6616 0490

成都

成都市上东大街 246 号新良
大厦 2406 室, 610012
电话 +86 28 8666 6877

西安

西安市和平路 118 号和平银
座 1107 室, 710001
电话 +86 29 8751 2305

