

mLINE® Multipacks 移液器组合装



最符合人体工程学的手动移液器。

质优价廉，是您的不二选择！

- 五种mLINE®移液器组合装满足您的各种需求
- 每套组合装包括3-5支mLINE®手动移液器、一个倾斜支架及适配吸头
 - 用更具杰出准确度、精准度和高度人体工程学设计的新型移液器取代现有移液器
 - 用新型高品质移液器为每位研究人员创建新的移液工作站

订购编
LH-725661

组合装内容
mLINE® 移液器3支装10

- mLINE® 移液器：0.5-10 μ l、10-100 μ l、100-1000 μ l
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.2-10 μ l, 0.5-200 μ l, 10-1000 μ l
- 倾斜支架



订购编号
LH-725662

组合装内容
mLINE® 移液 3支装 20

- mLINE® 移液器：2-20 μ l, 20-200 μ l, 100-1000 μ l
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.5-200 μ l, 10-1000 μ l
- 倾斜支架



订购编号
LH-725663

组合装内容
mLINE® 移液器 4支装

- mLINE® 移液器：0.5-10 μ l, 10-100 μ l, 20-200 μ l, 100-1000 μ l
- Sartorius Optifit 盒装吸头：0.2-10 μ l, 0.5-200 μ l, 10-1000 μ l
- 倾斜支架



mLINE® - 轻而易举的精准

Sartorius Biohitfamily 最先进的手动移液器—mLINE®—为您提供杰出的人体工程学、卓越的性能和安全性。它是长时间从事重复性手动移液工作的最佳选择，可以防止手、臂和肩膀出现与工作有关的劳损。

人体工程学

- 极轻的移液力和吸头弹出力可以保护您免受重复性劳损 (RSI) 的困扰
- 符合人体工程学的指钩设计让您可以轻松地将移液器握于掌中

性能

- 内部元件的隔热性能保证了取样温度的稳定性，即使长时间连续移液也能同样保证高度准确和可重复的结果
- 易于使用的校准功能可以让您针对不同密度的液体进行快速校准，从而确保了对各种液体移液的准确性

安全性

- 安全圆锥过滤器和整支高温灭菌 (蒸汽灭菌) 将污染风险降至最低
- 容量锁定装置可以避免在移液过程中出现意外的容量变化，从而获得准确无误的结果



订购编号	组合装内容
------	-------

LH-725665	mLINE® 移液器 3+1组合装
-----------	-------------------

- mLINE® 移液器 : 0.5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl 和8道30-300 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头 : 0.2-10 µl, 0.5-200 µl, 5-350 µl, 10-1000 µl
- 倾斜支架



订购编号	组合装内容
------	-------

LH-725664	mLINE® 移液器5支装
-----------	---------------

- mLINE® 移液器 : 2-20 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl
- Sartorius Optifit 盒装吸头 : 0.5-200 µl, 10-1000 µl, 5000 µl
- 倾斜支架

技术规格

项目	通道数	量程	可变量	测试容量	系统误差	随机误差
mLINE® 手动移液器	1	0.5-10 µl	0.01 µl	10 µl	1.00 %	0.60 %
				5 µl	1.50 %	1.00 %
				1 µl	2.50 %	1.50 %
mLINE® 手动移液器	1	2-20 µl	0.02 µl	20 µl	0.90 %	0.40 %
				10 µl	1.20 %	1.00 %
				2 µl	3.00 %	2.00 %
mLINE® 手动移液器	1	10-100 µl	0.10 µl	100 µl	0.80 %	0.15 %
				50 µl	1.00 %	0.40 %
				10 µl	2.00 %	1.00 %
mLINE® 手动移液器	1	20-200 µl	0.20 µl	200 µl	0.60 %	0.15 %
				100 µl	0.80 %	0.30 %
				20 µl	2.00 %	0.80 %
mLINE® 手动移液器	1	100-1000 µl	1.00 µl	1000 µl	0.60 %	0.20 %
				500 µl	0.60 %	0.20 %
				100 µl	1.00 %	0.40 %
mLINE® 手动移液器	1	500-5000 µl	10.0 µl	5000 µl	0.50 %	0.20 %
				2500 µl	0.60 %	0.30 %
				500 µl	2.00 %	0.60 %
mLINE® 手动移液器	8	30-300 µl	0.20 µl	300 µl	0.60 %	0.25 %
				150 µl	1.00 %	0.50 %
				30 µl	2.00 %	1.00 %

以上系统误差（不准确度）和随机误差（不精确度）数据根据EN ISO 8655在使用Sartorius移液器吸头时测得。

赛多利斯科学仪器（北京）有限公司

Email: info.cn@sartorius.com
 销售咨询电话：800 810 0124
 客服中心电话：400 610 0856 | 800 810 0856

北京
 地址：北京市顺义区空港工业区B 区裕安路33 号
 邮编：101300
 电话：+86.10.8042.6300
 传真：+86.10.8042.6551

上海
 地址：上海市浦东新区金科路4560 号1 号楼北楼三层
 邮编：201210
 电话：+86.21.6878.2300
 传真：+86.21.6878.2332 | +86.21.6878.2882

广州
 地址：广州市先烈中路80 号汇华商贸大厦23 楼K 单元
 邮编：510070
 电话：+86.20.3761.7284 | +86.20.3761.8575
 传真：+86.20.3761.6234

成都
 地址：成都市上东大街53 号新良大厦2406 室
 邮编：610012
 电话：+86.28.8666.6728 | +86.28.8666.6877
 传真：+86.28.8666.6977

武汉

地址：武汉市东湖高新技术开发区常青藤路翰景苑B 座1304 室
 邮编：430074
 电话：+86.27.8732.2667
 传真：+86.27.8664.4956

西安

地址：西安市和平路118 号和平银座1107 室
 邮编：710001
 电话：+86.29.8751.2305
 传真：+86.29.8751.2332

哈尔滨

地址：哈尔滨市道外区景阳街401 号1 单元19 楼5 号
 电话：+86.451.8833.1049
 传真：+86.451.8833.1049

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy

Laippatie 1
 00880 Helsinki
 Phone +358.9.755.951
 Fax +358.9.755.95.292
 lhinfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG

Weender Landstrasse 94-108
 37075 Goettingen
 Phone +49.551.308.0
 Fax +49.551.308.3289



◀ www.sartorius.com