



Biotrate 数字滴定管

便捷滴定

Simplifying Progress

SARTORIUS



Biotrate 优质数字滴定管

为便捷滴定而生

赛多利斯 Biotrate 是一种优质数字滴定管，功能先进，轻松滴定。Biotrate 具有高耐化学性，是精确又安全地滴定各种液体的智能解决方案。由于其大而清晰的电子显示屏、平滑的操作轮以及 360° 旋转分液头，Biotrate 使用起来轻松便捷。

高耐化学性

- 液体通道中的高抗性部件保证了优异的耐化学性。
- 轻柔移动的活塞确保其结果可靠。

高品质

- 高品质的部件和材料保证高精度和精确的结果，同时延长了使用寿命。

使用方便

- 轻触型操作轮和 360° 旋转分液头使 Biotrate 使用起来舒适便捷。
- 极其流畅轻便的操作。

Biotrate 特点

耐化学性

由于其高品质的材料，Biotrate 具有优异的耐化学性，适用于各种各样的液体。

多功能配件

Biotrate 可配备多种配件，例如各种瓶适配器、分液头和吸液管。

使用轻便

由于柔软的触摸表面和平滑移动的活塞，操作轮使用起来轻便舒适。这些能确保其在日常使用中具有良好的人体工程学以及优异的结果。

电池使用寿命长

Biotrate 是由使用寿命长的电池供电，因此无需为设备插电或充电。用户可以轻松更换电池。

显示屏大且清晰

显示屏清楚地显示体积测量值，以及测量的是吸液体积或滴定体积。

便于清洁

Biotrate 易于拆卸，便于清洁和高压灭菌。液体通道是完全高压灭菌的。

用户调节

用户可调节 Biotrate 使其适用于各种液体，也可以轻松恢复出厂设置。当使用自定义调节时，显示屏会有提示。

使用方便



智能 360° 旋转分液头

不必转动瓶子或整个滴定管，分液头即可转动到任何位置。显示屏、操作轮和瓶子标签保持在最佳位置以确保使用舒适。



介质再循环系统

Biotrate 配有一个介质再循环系统能够将设备中未使用的介质回收到瓶中。这确保了轻松启动并使介质损失最小化。



干燥管和过滤器的接口

Biotrate 设备的后部有一个用于连接干燥管和过滤器的鲁尔接口。建议在滴定湿度敏感液体时使用干燥管。



紫外线防护窗

Biotrate 配有琥珀色替换窗口，用于保护光敏介质。



吸液管易于连接

吸液管能轻松地与带有安全螺纹的接口进行连接。这能止空气进入系统并确保可靠的结果。



易于更换的阀门

用户可以轻松更换阀门，因此不需要将设备送修。

赛多利斯 Minisart® 针头过滤器

赛多利斯 Minisart® 过滤器能完美适配 Biotrate 数字滴定管。Minisart® 过滤器具有高流速、高通量和高品质。



Biotrate 可以配备用于介质过滤的 Minisart® 过滤器。带有鲁尔接口的分液头可单独购买。



为了过滤替代空气，Biotrate 可以配备一个 Minisart® 过滤器。

赛多利斯移液器，移液器吸头和服务

我们领先的高端电动和手动移液器是满足您液体处理需求的完美解决方案。赛多利斯移液器和吸头能完美匹配，实现最佳的移液性能，并确保准确性和精度。有关更多信息，请访问 www.sartorius.com.cn

赛多利斯还在全球提供移液器维护、修理和校准服务。有关详细信息，请联系与您最近的赛多利斯服务中心或办事处。



订购信息

Biotrate

订购代码	项目	标称容量
LH-723080	Biotrate	10 mL
LH-723081	Biotrate	20 mL
LH-723082	Biotrate	50 mL

注意：所有型号都默认有 A45 螺纹，并配有 A32、A38 和 S40 瓶适配器。不包括瓶。

配件

瓶适配器, A32	项目	材质
LH-721650	分液头, 标准	FEP
LH-721651	分液头, 细尖	FEP
LH-721648	分液头, 1.5mm 螺旋	FEP
LH-721652	分液头, 0.4m 可调	FEP
LH-721653	分液头, 鲁尔接口	FEP/PP
LH-721654	分液头, 鲁尔接口	FEP/PFA
LH-721678	吸液管, 310mm	FEP
LH-721679	吸液管, 400mm	FEP
LH-721682	再循环管, 70mm	FEP
LH-721689	瓶适配器, A28	ETFE
LH-721684	瓶适配器, A28	PP
LH-721683	瓶适配器, A32	PP
LH-721688	瓶适配器, A32	ETFE
LH-721686	瓶适配器, A38	PP
LH-721733	瓶适配器, A38	ETFE
LH-721685	瓶适配器, A38/430	PP
LH-721732	瓶适配器, A38/430	ETFE
LH-721687	瓶适配器, S40	PP
LH-721734	瓶适配器, S40	ETFE
LH-721735	瓶适配器, NS29/32	硅胶
LH-721743	瓶支撑器, 适用于 75 - 120 mm	硅胶





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

