



赛多利斯  
Tacta® 手动移液器  
多面均衡

Simplifying Progress

SARTORIUS

# Tacta® 手动移液器

## 您是否曾考虑过移液操作的整体用户体验？我们考虑过。

赛多利斯荣誉推出 Tacta®, 一款具有优秀舒适性和可靠性的全新优质手动移液器。Tacta® 使移液操作变得轻松安全，并始终提供准确可靠的结果。

在赛多利斯，我们聆听客户的心声并将其观点与我们丰富的经验以及创新的研发成果相结合，从而打造出 Tacta® 多面均衡的设计。Tacta® 旨在提供优质的手感和简单舒适的使用体验。Tacta® 使用的所有材料均经过精心挑选，并且每个组件都经过了特别设计以符合严格标准。



更多信息，请访问

[www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta](http://www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta)



# Tacta<sup>®</sup> 体验— 多面均衡

- 手柄采用符合人体工程学的设计，握持舒适；
- 移液和吸头弹出所需力度很小，降低了出现“与工作相关的上肢功能障碍(WRULD)”的风险；
- 创新的赛多利斯 Optilock 系统可以灵活调节和锁定容量；
- 全新的赛多利斯 Optiject 技术，可平稳可控地弹出吸头；
- 校准调节功能为各种液体类型提供精准结果；
- 易于清洁，只需拆卸三个部件；
- 即使长时间移液也可实现可靠的结果。



⊕ 更多信息，请访问

[www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta](http://www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta)



# 享受舒适体验

## 优异的人体工程学设计

Tacta® 的手柄和指钩符合人体工程学设计，握持轻巧。

Tacta® 操作省力，握持非常舒适。Tacta® 可减轻您的工作负担并保护您免于疲劳，即使在一天内长时间执行移液操作，也是如此。匠心的手柄和指钩设计让您轻松地将移液器握在手中，无需紧握手柄。



更多信息，请访问

[www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta](http://www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta)

## 容量调节

使用赛多利斯 Optilock 功能可防止容量在移液期间发生意外变化。无论是一手按压控制容量锁另一手调节容量，还是单手滑动容量锁并调节容量都可轻松实现。您可以随意选择。



Optilock

## 清晰大屏显示

方便阅读的大尺寸显示屏有助于您远距离识别所设定容量的全部四位数字，防止眼睛疲劳。即使在移液器倾斜时也能轻松读取容量—无需将头扭转到不舒服的位置。



即使在移液器倾斜时也能轻松读取容量。

## 校准调节

Tacta® 非常容易调节，只需使用简单的调节工具即可适应不同液体的移液应用。调节刻度会显示调节的程度。通过记录针对特定液体的刻度值，您可以随时恢复相应设置。校准调节很轻松，可实现对各种液体的操作结果准确可靠。



校准调节

## 移液、吸头安装和弹出所需力度很小

得益于 Tacta® 的匠心设计，吸头安装、移液直至最后吸头弹出，整个移液操作循环所需的力都很小，可保护您免患 WRULD。

单通道和多通道型号均配备弹簧式吸头圆锥，即 Optiload 功能，它可以提供理想的密封性和很少的用力，能够

为吸头安装提供安全保障。凭借这一特性，Optiload 还可确保较小的吸头弹出力，从而保护您的手。

赛多利斯 Optiject 即柔的杠杆式吸头弹出功能，进一步减轻了吸头弹出力，能够以平稳可控的方式轻巧地弹出吸头。



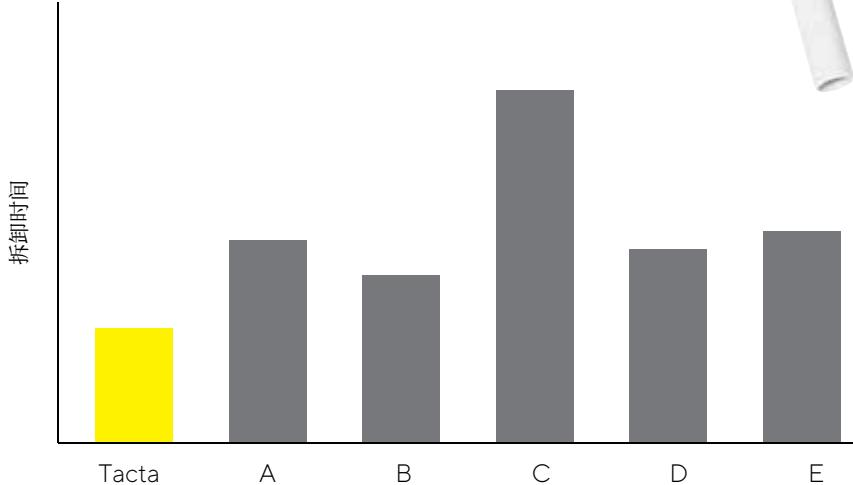
Optiload

# 免受污染

## 易于清洁

Tacta® 的清洁工序快捷又方便，只需拆卸三个部件即可清洁，而且拆卸操作无需使用工具。

Tacta® 还可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。它还具有强大的紫外线耐受力和耐化学腐蚀性。



得益于 Tacta® 的巧妙设计，只需拆卸三个部件即可进行清洁，使得 Tacta® 的拆卸快而方便。借助这一优势，用户都可轻松便捷地执行移液器清洁工作，并简化了日常维护操作。定期清洁可确保结果准确可靠并延长移液器寿命。

该测试采用了 1000µl 移液器。



## 安全圆锥过滤器

移液器吸头圆锥中使用的可更换安全圆锥过滤器可充当保护屏障，防止样本气溶胶和液体污染移液器的内部组件。

巧妙的安全圆锥过滤器弹出器可轻松拆卸用过的滤芯，避免了人体接触受污染的滤芯。

安全圆锥过滤器可用于大于 10µl 的所有 Tacta® 型号，通过经济实惠的方法来减少污染。滤芯应定期更换，并且务必在过度吸液后予以更换。

# 实现可靠的结果

## 赛多利斯移液器吸头 和服务

使用原装赛多利斯移液器吸头让您的 Tacta® 体验锦上添花。我们的 Optifit 吸头和 SafetySpace 滤芯吸头能与您的 Tacta® 移液器可靠适配，实现理想的准确度和精确度。

赛多利斯还在全球提供移液器维护，修理和校准服务。请联系您身边的赛多利斯服务中心或办事处以获取服务。



## 存放移液器

Tacta® 处于未使用状态时，应直立存放以避免来自工作台的污染。小巧的旋转支架专为六个移液器量身打造而成，是节省操作台空间的理想产品。

倾斜支架则适用于所有赛多利斯手动和电动移液器。简单的解决方法是移液器挂钩粘贴到搁架前缘。所有 Tacta® 均随附一个移液器挂钩。



# 订购信息

## Tacta®

产品编号	通道数	量程 ( $\mu\text{l}$ )	安全圆锥过滤器		Optifit 吸头 * ( $\mu\text{l}$ )	SafetySpace 滤芯吸头 * ( $\mu\text{l}$ )
			标准型	增强型		
LH-729010	1	■ 0.1-3	-	-	10	10
LH-729020	1	■ 0.5-10	-	-	10	10
LH-729030	1	■ 2-20	721014	-	200	20
LH-729050	1	■ 10-100	721008	721018	200	120
LH-729060	1	■ 20-200	721007	721017	200	200
LH-729070	1	■ 100-1000	721006	721016	1000	1000
LH-729080	1	■ 500-5000	721005	721015	5000	5000
LH-729090	1	■ 1000-10000	721005	721015	10 000	-
LH-729120	8	■ 0.5-10	-	-	10	10
LH-729130	8	■ 5-100	721008	721018	200	120
LH-729140	8	■ 30-300	721007	721017	350	300
LH-729220	12	■ 0.5-10	-	-	10	10
LH-729230	12	■ 5-100	721008	721018	200	120
LH-729240	12	■ 30-300	721007	721017	350	300

\* 另可提供容量覆盖达 1200 $\mu\text{l}$  的低吸附吸头。

## 移液器支架支架

产品编号	项目
LH-725630	可悬挂 6 支手动移液器的旋转支架
725620	倾斜支架
LH-727640	移液器挂钩



### 更多信息, 请访问

[www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta](http://www.sartorius.com.cn/products/pipetting-and-dispensing/mechanical-pipettes/tacta)



# 销售与服务 联系方式

更多联系信息，请访问

[www.sartorius.com.cn](http://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

