

Tacta® 组合装

组合装 订购编号	Tacta® 移液器	Optifit 吸头	配件
Tacta® 移液器3支套装 10 LH-729670	单通道 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 100-1 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器3支套装 20 LH-729671	单通道 - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器4支套装 20 LH-729672	单通道 - 0,5-10 µl - 2-20 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器4支套装 100 LH-729673	单通道 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器5支套装 10 LH-729674	单通道 - 0,5-10 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl 盒装吸头 - 50 个吸头 - 100-5 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器5支套装 20 LH-729675	单通道 - 2-20 µl - 10-100 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,5-200 µl - 10-1 000 µl 盒装吸头 - 50 个吸头 - 100-5 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器3+1套装 LH-729676	单通道 - 0,5-10 µl - 20-200 µl - 100-1 000 µl 8通道 - 30-300 µl	盒装吸头- 96个吸头 - 0,1-10 µl - 0,5-200 µl - 5-350 µl - 10-1 000 µl	倾斜支架
Tacta® 移液器大量程3支套装 LH-729677	单通道 - 100-1 000 µl - 500-5 000 µl - 1 000-10 000 µl	盒装吸头 - 10-1 000 µl - 96个吸头 - 100-5 000 µl - 50个吸头 - 100-10 000 µl - 35 个吸头	倾斜支架

联系信息

赛多利斯科学仪器（北京）有限公司
Email: info.cn@sartorius.com
热线电话: 400 920 9889 | 800 820 9889
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
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
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
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
武汉
地址: 武汉市东湖高新技术开发区常春藤路翰景苑B 座1304 室
邮编: 430074 电话: +86.27.8732.2667
西安
地址: 西安市和平路118 号和平里座1107 室
邮编: 710001 电话: +86.29.8751.2305
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
Laijantie 1
00880 Helsinki
Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.292
lhinfo.finland@sartorius.com

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen, Germany
Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289
www.sartorius.com

