

Agilent 400-DS 7 法溶出度仪 (G7975A) 备件

7 法 — 小体积往复架法

安捷伦科技公司一直致力于优化实验室的分析效率，因此我们列出了 Agilent 400-DS 溶出度仪最常订购的备件和部件清单。



溶出池

描述	部件号
溶出池, 10 mL	33-9000
溶出池, 5 mL	33-9005

400-DS 支架

描述	部件号
PEEK 转篮	33-9042
PEEK 转篮组件	33-9022
50 目篮, 10 mL	33-9029
50 目篮组件, 10 mL	33-9041
转篮, 筛网端, 20 µm	33-9046
50 目篮, 5 mL	33-9051
50 目篮组件, 5 mL	33-9052
泪点栓支架, 5 mL	33-9047
隐形眼镜支架, 5 mL	33-9048
隐形眼镜支架, 16 mm, 5 mL	33-9050
隐形眼镜支架, 16 mm, 10 mL	33-9053
扁杯支架, 5 mL	33-9049
起搏器导线支架, 1.7 mm, 需要支架托组件	33-9025
支架托组件, 5 mL	33-9009
支架托组件, 10 mL	33-9012

取样瓶

描述	部件号
A-Line 螺口样品瓶, 2 mL, 透明, 带书写签, 100/包	5190-9589
A-Line 螺口样品瓶, 2 mL, 棕色, 带书写签, 100/包	5190-9590
A-Line 钳口样品瓶, 2 mL, 透明, 带书写签, 100/包	5190-9591
A-Line 钳口样品瓶, 2 mL, 棕色, 带书写签, 100/包	5190-9592
螺口盖, 固定, 蓝色, PTFE/白色硅橡胶隔垫, 100/包	5190-7021
钳口盖, 银色铝质, PTFE/白色硅橡胶隔垫, 100/包	5182-0552

查找当地的安捷伦客户中心:

www.agilent.com/chem/contactus-cn

免费专线:

800-820-3278, 400-820-3278 (手机用户)

联系我们:

LSCA-China_800@agilent.com

在线询价:

www.agilent.com/chem/erfq-cn

www.agilent.com/chem/dissolution

本文中的信息、说明和指标如有变更, 恕不另行通知。