

Agilent 850-DS 溶出取样工作站 (G7930A) 和自动化 UV 系统 Cary 50/60 (G7926A/G7927A) 备件

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 850-DS 溶出取样工作站和自动化 UV 系统 Cary 50/60 最常订购的备件和部件清单。



自动取样更换管线

描述	备注	部件号
管线组件, 取样和回注插管, 6 位	用于 1 L 708-DS 和 850-DS 溶出取样工作站	1005-1920
管线组件, 取样和回注插管, 8 位		1005-1921
管线组件, 取样和回注插管, 6 位	用于 2 L 708-DS 和 850-DS 溶出取样工作站	1005-1922
管线组件, 取样和回注插管, 8 位		1005-1923

驻留取样工具包

描述	备注	部件号
驻留取样工具包, 6 位, 900 mL	用于 708-DS 溶出度仪	K1001-01193
驻留取样工具包, 8 位, 900 mL		K1001-01194
驻留取样工具包, 6 位, 500 mL		K1001-01195
驻留取样工具包, 8 位, 500 mL		K1001-01196

UV 附件

描述	备注	部件号
仅流通池, 10 mm	用于 Cary 50/60	11-1300
仅流通池, 0.2 mm		11-1301
仅流通池, 0.5 mm		11-1302
仅流通池, 5 mm		11-1305
仅流通池, 2 mm		11-1310
仅流通池, 1 mm		11-1315
管线工具包, 双光程	用于 Cary 60 光纤 UV 溶出系统	11-1320
流通池管线更换工具包		11-1226
光纤探头, 2 m	不含端头, 用于 708-DS 溶出度仪	11-1425
光纤, 1 mm 可更换端头		11-1429
光纤, 2 mm 可更换端头		11-1430
光纤, 5 mm 可更换端头		11-1435
光纤, 10 mm 可更换端头		11-1440
光纤, 20 mm 可更换端头		11-1445
光纤, 4 mm 可更换端头		11-1450

850-DS 取样瓶、管和孔板

描述	备注	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
玻璃试管, 16 × 100 mm, 13 mL	250/包	5022-6532
96 孔板, 方孔, U 形, 聚丙烯, 2.2 mL	30/包	5043-9300
96 孔板密封垫, 方孔, 预开口, 硅橡胶	50/包	5043-9319

热敏打印纸

描述	备注	部件号
热敏打印纸	与 850-DS 配套使用, 10 卷/包	G7910-87002

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

安捷伦科技大学:

<http://www.lasca-china.com.cn/agilent>

浏览和订阅 Access Agilent 电子期刊:

www.agilent.com/chem/accessagilent-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。