

Agilent BIO-DIS 溶出度仪 (G7972A) 备件

3 法 — 往复筒法

7 法 — 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 BIO-DIS 溶出度仪最常订购的备件和部件清单。



外层溶媒管

描述	部件号
外层溶媒管，平底，1000 mL	27-5120
外层溶媒管，USP，300 mL	27-5100
外层溶媒管，100 mL	27-5110
外管，50 mL	27-5130
外管，定标，50 mL，B 级	27-5135
外管，50 mL，低光化性红色	27-5160

内样品管（两端螺纹玻璃）

描述	部件号
与 300 mL 外层溶媒管相匹配的标准内样品玻璃管	27-5000
与 100 mL 外层溶媒管相匹配的内样品玻璃管	27-5010

7 法弹簧支架，Alza

描述	部件号
弹簧支架，Alza，1.45 英寸长 × 0.58 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧偏移	27-0100
弹簧支架，Alza，1.40 英寸长 × 0.31 英寸内径 × 0.040 英寸金属线内径，弹簧偏移	27-0101
弹簧支架，Alza，0.96 英寸长 × 0.33 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧偏移	27-0102
弹簧支架，Alza，0.60 英寸长 × 0.25 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧偏移	27-0103
弹簧支架，Alza，1.00 英寸长 × 0.50 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧偏移	27-0104
弹簧支架，Alza，1.45 英寸长 × 0.58 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧居中	27-0105
弹簧支架，Alza，1.40 英寸长 × 0.31 英寸内径 × 0.040 英寸金属线内径，弹簧居中	27-0106
弹簧支架，Alza，0.96 英寸长 × 0.33 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧居中	27-0107
弹簧支架，Alza，0.60 英寸长 × 0.25 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧居中	27-0108
弹簧支架，Alza，1.00 英寸长 × 0.50 英寸内径 × 0.031 英寸金属线内径，弹簧居中	27-0109

7 法碟和杆

描述	部件号
亚克力尖杆	27-3000
透皮贴剂支架工具包	27-3001
亚克力杆更换工具包	27-3002
1.6 cm ² 往复碟	27-8005
2.5 cm ² 往复碟	27-8010
5.0 cm ² 往复碟	27-8015
7.0 cm ² 往复碟	27-8020
10.0 cm ² 往复碟	27-8025
带角度的碟, 1.98 英寸	27-8035
带角度的碟, 1.42 英寸	27-8036

3 法内样品管的更换筛网

描述	部件号
聚丙烯筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 20 目, 840 μm	27-2000
聚丙烯筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 40 目, 405 μm	27-2005
聚丙烯筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 56 目, 250 μm	27-2007
聚丙烯筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 78 目, 177 μm	27-2010
聚丙烯筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 100 目, 150 μm	27-2015
聚丙烯筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 20 目, 840 μm	27-2200
聚丙烯筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 40 目, 405 μm	27-2205
聚丙烯筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 78 目, 177 μm	27-2210
聚丙烯筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 100 目, 150 μm	27-2215
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 10 目, 1905 μm	27-2099
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 20 目, 864 μm	27-2100
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 30 目, 533 μm	27-2103
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 40 目, 381 μm	27-2105
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 100 目, 140 μm	27-2110
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 200 目, 74 μm	27-2115
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 300 目, 46 μm	27-2120
不锈钢筛网, 1.25 英寸直径, 适用于 300 mL 管, 400 目, 38 μm	27-2125
不锈钢筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 8 目, 2591 μm	27-2300
不锈钢筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 10 目, 1905 μm	27-2305
不锈钢筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 20 目, 864 μm	27-2310
不锈钢筛网, 0.75 英寸直径, 适用于 100 mL 管, 40 目, 381 μm	27-2315

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。

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2018
2018 年 11 月 1 日, 中国出版
5994-0393ZHCN

篮和轴

描述	部件号
篮轴, 微型	27-8600
转篮, 微型, 40 目	27-8620
转篮, 微型, 50 目	27-8621
转篮组件, 钛	27-8622
转篮适配器, 3 夹式, 适用于 BIO-DIS	27-2401

上盖和下盖

描述	部件号
标准上盖, USP, 300 mL, 与部件号 27-5000 配套使用	27-1000
上盖, 100 mL, 与部件号 27-5010 配套使用	27-1010
标准下盖, USP, 300 mL, 与部件号 27-5000 配套使用	27-1020
下盖, 100 mL, 与部件号 27-5010 配套使用	27-1030
下盖, 宽直径, 用于改善混合, 与部件号 27-5000 配套使用	27-1050

防蒸发盖

描述	部件号
防蒸发盖, USP, 用于 300 mL 试管	27-1500
防蒸发盖, 用于 100 mL 试管	27-1510
防蒸发盖, USP, 有色, 用于 300 mL 试管	27-1520

Float-A-Lyzer 支架

描述	备注	部件号
防蒸发盖, USP, 用于 300 mL 试管	与 USP 3 法配套使用	12-2068

更换插管和管线

描述	部件号
管线更换工具包, 3/7 法 (与在线 Luer 接头配套使用)	27-0126
管线更换工具包, 3/7 法 (与 1/4-28 在线接头配套使用)	27-0127

自动取样更换管线

描述	备注	部件号
管线组件, 内螺纹/Luer 接头到取样插管	用于 BIO-DIS 8 阀	1005-1952
管线组件, 外螺纹/Luer 接头到外螺纹 1/4-28	用于 BIO-DIS 8 阀	1005-1953
管线组件, 内螺纹 1/4-28 到回注插管	用于 BIO-DIS 8 阀	1005-1954

溶出杯托板

描述	部件号
溶出杯托板, 适用于 300 mL 管, 7 × 2 排列, 3 个一套	27-6000