

Agilent 708-DS 溶出度仪（6 位/G7910A 和 8 位/G7911A）备件

5 法 — 桨碟法

6 法 — 转筒法

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 708-DS 溶出度仪最常订购的备件和部件清单。



上轴，用于 5 法和 6 法

描述	备注	部件号
上轴，21 英寸（组装时的总长）	两件式桨轴，带单独的合格证书	14-3613
上轴，15 英寸（组装时的总长）		13-3612
上轴，24 英寸（组装时的总长）		13-3614

下部可互换两件式轴，用于 5 法

描述	备注	部件号
桨	下部可互换，PTFE 涂层	14-3602
桨	下部可互换，电解抛光不锈钢，1 L	14-3603
桨	下部可互换，PEEK	13-3606
微型桨	下部可互换，PTFE 涂层	13-3607
微型桨	下部可互换，不锈钢	14-3608

单件式桨轴，用于 5 法

描述	备注	部件号
桨，PTFE 涂层，21 英寸	带单独的合格证书	13-3594
桨，PTFE 涂层，24 英寸		13-3596
桨，电解抛光，21 英寸		14-3595
桨，电解抛光，24 英寸		13-3597
桨，PEEK，24 英寸		13-3598
微型桨，PTFE 涂层，24 英寸		14-3599
微型桨，电解抛光，24 英寸		13-3600

浆碟法

描述	部件号
浆碟组件, 含 35 mm 开口, 40 目筛网	12-4200
浆碟组件, 125 μm , EP	12-4201
更换筛网, 125 μm , EP, 100/包	12-4209
更换筛网, 35 mm 开口, 40 目, 100/包	12-4210
碟拆卸工具包, 用于 12-4200	12-4211
浆碟组件, 含 56 mm 开口, 120 目筛网	12-4230
更换筛网, 56 mm 开口, 120 目, 100/包	12-4231
碟拆卸工具包, 用于 12-4230	12-4232

透皮贴剂支架和附件

描述	部件号
透皮贴剂支架, 2.5 cm^2	12-4300
透皮贴剂支架, 5.0 cm^2	12-4310
透皮贴剂支架, 7.0 cm^2	12-4320
透皮贴剂支架, 10.0 cm^2	12-4330
铜化膜, 126 \times 345 mm, 10 张/包	12-1370

混悬剂杯

描述	部件号
配重支架, 5.72 cm 外径, 0.52 cm 内径	12-4050
插入杯, 17.5 \times 8.2 mm, 与 12-4050 配套使用	12-4055
插入杯, 20 \times 8.2 mm, 与 12-4050 配套使用	12-4060

转筒和附件

描述	部件号
用于转筒的下部可互换转轴	12-1371
用于转筒的下部可互换转轴 (带证书)	12-1371V
转筒, 25 mm 外径, 带可互换转轴	12-1372
转筒, 25 mm 外径, 带可互换转轴 (带证书)	12-1372V
高度标尺, 转筒, USP	12-7335
铜化膜, 126 \times 345 mm, 10 张/包	12-1370

特性溶出度仪和附件

描述	部件号
特性溶出度仪, 0.5 cm^2 暴露表面积, 含冲压装置、轴和支架, 适用于 7000E/7010、708-DS 和 705-DS	12-4101
特性溶出度仪, 0.125 cm^2 暴露表面积 (18 英寸轴)	12-4110
特性溶出模具, 0.5 cm^2 暴露表面积	12-4120
冲压装置	12-4140
仅轴和模具支架, 用于特性溶出度仪 (18 英寸轴)	12-4150
表面盘, 用于特性溶出度仪	12-4130

轴附件

描述	备注	部件号
储存架	用于单件式浆/篮轴	12-1350
储存架	用于两件式浆/篮轴	12-1352

溶出杯

描述	备注	部件号
TruAlign VF 一体成型溶出杯, 透明, 1 L	带证书	13-0010
TruAlign 溶出杯, 1 L, 透明	带证书	12-5149V
TruAlign 溶出杯, 低光化性红色, 1 L	带证书	12-5152V
TruAlign Peak 溶出杯, 1 L, 透明	带证书	12-5153V
TruAlign Peak 溶出杯, 低光化性红色, 1 L		12-5154

Enhancer Cell

描述	部件号
Enhancer cell, 4 cm^2 表面积膜 (每个位置一张)	12-4000
Enhancer cell, 2 cm^2 表面积膜 (每个位置一张)	12-4001
Enhancer cell, 0.5 cm^2 表面积膜 (每个位置一张)	12-4002
高度定位工具 (1 cm)/校准工具, 用于 4 cm^2 Enhancer Cell (仅需一个)	12-4020
高度定位工具 (1 cm)/校准工具, 用于 2 cm^2 Enhancer Cell (仅需一个)	12-4021
高度定位工具 (1 cm)/校准工具, 用于 0.5 cm^2 Enhancer Cell (仅需一个)	12-4022
调节工具, 适用于各种规格的 Enhancer Cell (仅需一个)	12-4015

防蒸发盖

描述	备注	部件号
708-DS 防蒸发盖, 标准	用于 CP/USP 取样	K1005-05225
708-DS 防蒸发盖	低损耗, 与驻留取样探头配套使用	K1005-05218

手动取样附件

描述	备注	部件号
带 Luer Lock 接头的弯曲插管	用于从 1 L 溶出杯的 900 mL 溶媒中取样, 4.75 英寸	12-3200
带 Luer Lock 接头的弯曲插管	用于从 1 L 溶出杯的 500 mL 溶媒中取样, 7.75 英寸	12-3210
带可调标尺的弯曲插管	4.75 英寸 (900 mL), 708-DS	12-3221
带可调标尺的弯曲插管	7.75 英寸 (500 mL), 708-DS	12-3222
可调标尺工具包, 708-DS		12-3223
插管	PEEK, 适用于低体积取样	12-3219
玻璃注射器, 20 cc		12-3230

过滤器和过滤头, 用于取样插管

描述	备注	部件号
全通过滤器	UHMWPE, 蓝色, 10 μm , 1000/包	17-4005
全通过滤器	UHMWPE, 蓝色, 10 μm , 100/包	17-4000
全通过滤器	UHMWPE, 1 μm , 100/包	17-4003
全通过滤器	UHMWPE, 4 μm , 100/包	17-4004
全通过滤器	UHMWPE, 白色, 35 μm , 1000/包	17-4015
全通过滤器	UHMWPE, 白色, 35 μm , 100/包	17-4010
全通过滤器	UHMWPE, 红色, 70 μm , 1000/包	17-4025
全通过滤器	UHMWPE, 红色, 70 μm , 100/包	17-4020
全通过滤器	PVDF, 绿色, 10 μm , 1000/包	17-4045
全通过滤器	PVDF, 绿色, 10 μm , 100/包	17-4040
全通过滤器	PVDF, 黄色, 35 μm , 1000/包	17-4055
全通过滤器	PVDF, 黄色, 35 μm , 100/包	17-4050
过滤头	PE, 2 μm , 100/包	17-4100
过滤头	PE, 5 μm , 100/包	17-4110
过滤头	PE, 10 μm , 100/包	17-4120

热敏打印纸

描述	备注	部件号
热敏打印纸	与 708-DS 配套使用, 10 卷/包	G7910-87002

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
5994-0392ZHCN

 **Agilent**
Trusted Answers