

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

## 1 法 — 转篮法 2 法 — 转桨法

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。



### 两件式轴，用于 1 法

描述	备注	货号
上轴，21 英寸（组装时的总长）	两件式篮轴，带单独的合格证书	14-3613
轴杆，共 21 英寸，6/包	便捷式 6 件套	16-3613
篮轴，下部可互换，3 夹式，USP	下部可互换篮轴	14-3631
篮轴，下部，3 夹式，6/包	便捷式 6 件套	16-3631
篮轴，下部可互换，O 形圈		13-3632
篮轴，下部可互换，3 夹式，适用于 2 L	下部可互换篮轴	14-3634
微型篮轴，下部可互换，不锈钢，O 形圈		14-3636

### 单件式轴，用于 1 法

描述	备注	货号
篮轴，USP 3 夹式，21 英寸		14-3620
篮轴，O 形圈，21 英寸		14-3621
篮轴，PTFE 涂层，21 英寸	带单独的合格证书	13-3622
篮轴，USP 3 夹式，24 英寸		13-3629
篮轴，适用于大丸药篮，24 英寸		13-3630

## 两件式轴，用于 2 法

描述	备注	货号
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）		14-3612
上轴，24 英寸（组装时的总长）		13-3614
轴杆，共 21 英寸，6/包		16-3613
桨，下部，DLC 涂层，1 L，6/包		16-3609
桨，下部，电解抛光不锈钢，适用于 1 L，6/包	便捷式 6 件套	16-3603
桨，下部，PTFE 涂层，适用于 1 L，6/包		16-3602
桨	下部可互换，PTFE 涂层	14-3602
	下部可互换，电解抛光不锈钢，1 L	14-3603
	下部可互换，DLC 涂层，适用于 1 L	14-3609
	下部可互换，PTFE 涂层，适用于 2 L	14-3604
	下部可互换，不锈钢，适用于 2 L	14-3605
	下部可互换，PEEK	14-3606
微型桨	下部可互换，PTFE 涂层	14-3607
	下部可互换，不锈钢	14-3608
	下部可互换，不锈钢，适用于 250 mL (CP)	14-1449

## 单件式桨轴，用于 2 法

描述	备注	货号
桨，PTFE 涂层，21 英寸		14-3594
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	带单独的合格证书	14-3597
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		14-3600

## 胶囊线圈、配重和沉降篮

描述	货号
胶囊线圈，316 不锈钢，直径 0.032 英寸，50 英尺	12-3000
胶囊配重，3 爪式	12-3050
胶囊配重，机械式，带磁性盖	12-3055
胶囊配重，机械式，带磁性支脚	12-3056
沉降篮，日本药典 (JP)	12-3070

## 轴附件

描述	备注	货号
储存架	用于单件式桨/篮轴	12-1350
储存架	用于两件式桨/篮轴	12-1352

## 固定轴和篮

描述	备注	货号
固定篮	非洛地平四边形	12-2069

## Float-A-Lyzer 支架

描述	备注	货号
Float-A-Lyzer 支架	用于 USP 1 法	12-2066
Float-A-Lyzer 支架，固定	用于 USP 2 法	12-2067

## 热敏打印纸

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

## 转篮，用于 1 法

描述	备注	货号
转篮，USP，40 目		12-2100
转篮，USP，40 目	带单独的合格证书	12-2100V
转篮，微型，40 目		12-2102
转篮，镀金，40 目		12-2105
转篮，PTFE 涂层，40 目		12-2110
转篮，3 鳍，40 目		12-2115
转篮，10 目		12-2125
转篮，带沟槽，适用于栓剂测试		12-2130
转篮，325 × 2300 目，5 μm		12-2146
转篮，270 × 270 目，53 μm		12-2151
转篮，150 × 150 目，104 μm		12-2152
转篮，100 × 100 目，140 μm		12-2154
转篮，50 × 50 目，280 μm		12-2155
大丸药篮，20 × 20 目，864 μm		12-2180
大丸药篮，40 × 40 目，381 μm		12-2185
转篮，适用于二甲双胍	垂直样品支架，大	12-2165
	垂直样品支架，小	12-2170

## 溶出杯和转换工具包

描述	备注	货号
TruAlign VF 一体成型溶出杯, 透明, 1 L		13-0010
TruAlign 溶出杯, 1 L, 透明	带合格证书	12-5149V
TruAlign 溶出杯, 低光化性红色, 1 L		12-5152V
TruAlign Peak 溶出杯, 1 L, 透明		12-5153V
TruAlign Peak 溶出杯, 低光化性红色, 1 L		12-5154
TruAlign 溶出杯, 2 L, 透明	带合格证书	12-5157V
TruAlign 溶出杯, 低光化性红色, 2 L		12-5158V
TruAlign 溶出杯, 100 mL		12-5145
TruAlign 溶出杯, 低光化性红色, 100 mL		12-5146
TruAlign 溶出杯, 200 mL		12-5147
TruAlign 溶出杯, 低光化性红色, 200 mL		12-5148
TruAlign 溶出杯, 平底, 200 mL (每个位置一个)		12-5170
TruAlign 溶出杯, 100/200 mL 转换工具包	包括溶出杯、适配器和防蒸发盖一套 6 个	12-6368
TruAlign 溶出杯, 250 mL 转换工具包, 符合中国药典	包括溶出杯、适配器、两件式微型桨、防蒸发盖和取样架适配器。一套 6 个	12-1450
TruAlign 溶出杯, 250 mL 转换工具包, 符合中国药典	包括溶出杯、适配器、两件式微型桨、防蒸发盖和取样架适配器。一套 8 个	12-1451

## 手动取样附件

描述	备注	货号
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
	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
	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

了解关于溶出度仪和附件的更多信息。

[www.agilent.com/chem/dissolution](http://www.agilent.com/chem/dissolution)

DE39232769

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, 2022  
2022 年 10 月 4 日, 中国出版  
5994-0388ZHCN

## 防蒸发盖

描述	备注	货号
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

## 全流过滤器

描述	备注	货号
全流过滤器	UHMWPE, 蓝色, 10 μm, 1000/包	17-4005
	UHMWPE, 蓝色, 10 μm, 100/包	17-4000
	UHMWPE, 白色, 1 μm, 100/包	17-4003
	UHMWPE, 白色, 4 μm, 100/包	17-4004
	UHMWPE, 白色, 35 μm, 1000/包	17-4015
	UHMWPE, 白色, 35 μm, 100/包	17-4010
	UHMWPE, 红色, 70 μm, 1000/包	17-4025
	UHMWPE, 红色, 70 μm, 100/包	17-4020
	PVDF, 绿色, 10 μm, 1000/包	17-4045
	PVDF, 绿色, 10 μm, 100/包	17-4040
	PVDF, 黄色, 35 μm, 1000/包	17-4055
	PVDF, 黄色, 35 μm, 100/包	17-4050

查找当地的安捷伦客户中心:

[www.agilent.com/chem/contactus-cn](http://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](mailto:LSCA-China_800@agilent.com)

在线询价:

[www.agilent.com/chem/erfq-cn](http://www.agilent.com/chem/erfq-cn)