

一个平台满足所有溶出测试需求

Agilent 708-DS 溶出度仪为实验室实现溶出测试的标准化提供了一个强大的多功能平台。该仪器能够提供始终如一的性能和可靠的结果，并符合现行药典的性能指标要求。

708-DS 的模块化设计支持各种溶出测试，从简单的手动测试到用于高通量取样和在线分析的自动化配置。您可以对 708-DS 进行配置以进行 6 位或 8 位测试，并根据待测试的剂型从各种规格的溶出杯和附件中选择合适的产品。此外，708-DS 也可配置高级应用选件，包括自动投药模块、杯内温度监测、自动取样和原位光纤分析等。



访问以下链接，即刻索取 850-DS 方法设置指南，优化您的溶出取样！

www.agilent.com/chem/850-ds-method-setup-guide



备件快速参考指南

下载完整的备件列表。

www.agilent.com/chem/708-ds-quick-reference-guide



取样定位指南

优化 708-DS，实现更准确的取样定位。

<https://www.agilent.com/chem/708-ds-sampling-position-guide>



您准备好了吗？测试前准备核对表

使用该快速核对表，助您准确开始每一次测试！

www.agilent.com/chem/708-ds-pretest-checklist




获取所需答案

加入安捷伦溶出度测试社区，获得更多支持。


<https://community.agilent.com/technical/dissolution>






桨

- 14-3603 下方可更换桨，电解抛光不锈钢，1 L
- 14-3602 下方可更换桨，PTFE 涂层，1 L




热敏纸

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




过滤器

- 17-4000 全通过滤器 UHMWPE，蓝色，10 μm，100/包
- 17-4005 全通过滤器 UHMWPE，蓝色，10 μm，1000/包




篮轴

- 14-3631 篮轴，下方可更换，3 夹式，USP



溶出杯

- 12-5149 TruAlign 溶出杯，1 L，透明
- 12-5149V TruAlign 溶出杯，1 L，透明，包括证书
- 12-1450 TruAlign 溶出杯，250 mL 转换工具包，符合中国药典要求（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），6 个一套



转篮

- 12-2100 转篮，USP，40 目
- 12-2100V 转篮，USP，40 目带证书



沉降篮

- 12-3000 胶囊线圈，316 不锈钢，直径 0.032 英寸，50 英尺
- 12-3050 胶囊配重，3 爪式
- 12-3070 沉降篮，日本药典 (JP)



转篮杆

- 14-3613 上轴杆，21 英寸（组装时的总长）



插管

- 12-3222 带可调标尺的弯曲插管，7.75 英寸 708-DS

