

方法设置快速入门指南

Agilent 850-DS 溶出取样工作站

优化您的溶出取样

Agilent 850-DS 溶出取样工作站可与您现有的工作流程无缝集成，使您获得无人值守的取样和清洁解决方案，从而提高分析效率并消除变异性。

850-DS 支持多种溶出方法，可与 USP 1 法、2 法、3 法、5 法、6 法和 7 法溶出度仪配套使用，使用传统试管、HPLC 样品瓶或 96 孔板均可获取精确、高重现性的结果。



如需进一步的方法设置协助，请联系安捷伦：
dissolution.hotline@agilent.com

关键参数	描述	重要性	指南	最小值*	典型值	最大值*
填充体积	在吸取样品之前填充管线的体积	有助于抵消过滤器的吸收和取样管线中的稀释，确保吸取样品前已注满管线	针对特定方法/产品的参数：应相应调整/优化	4 mL	10 mL	25 mL
吹扫体积	样品采集完成后用于吹扫样品管线的体积	确保在吸取下一个样品之前清空管线中的现有样品，避免前一时间点吸取的样品体积造成可能的稀释	针对特定方法的参数：取决于样品管体积	6 mL	12 mL	25 mL
废液体积 (mL)	在将样品分装至收集瓶之前，经针头推出的体积	在收集样品之前冲洗/填充针头，确保体积准确性和样品浓度；将该体积导入废液中，且应在所有相关计算中加以考虑	针对特定方法的参数：产品相关设置	0.2 mL	0.5 mL	10 mL
预计最短传输时间	最短取样周期指示器	允许用户在方法设置过程中快速确定取样频率；传输时间随着参数的调整不断更新（更快的泵速或减少体积 = 更短的取样周期）	仪器和方法参数将影响预计的最短传输时间	根据您的方法要求进行优化		
吸取驻留时间 (s)	注射泵在吸取推程结束时停止的时长	允许液体通过取样管线继续吸入注射器，然后再推出	仪器特定参数：根据溶媒和粘度确定 更粘稠的溶媒/含表面活性剂的溶媒需要的吸取驻留时间更长，使用 850-DS 过滤器模块时，需要的最短驻留时间为 3 秒	1 s	1 s	5 s
泵速：6、8、10 或 12 mL/min	液体通过样品管线的动速度	有助于确定最短取样时间（除各种体积外）	仪器设置：应根据溶媒类型和所需时间点频率确定 更粘稠的溶媒/含表面活性剂的溶媒将导致泵速降低	6 mL/min	10 mL/min	12 mL/min
填充损失体积	从取样点到分析/收集位置的流路体积，包括插管、管路、流通池	在精确的取样时间点，对每个溶出杯中取出的体积进行准确收集和/或分析	仪器设置：根据系统和配置确定	4 mL (708-DS/850-DS) 7 mL (708-DS/850-DS/Cary 60)		

* 推荐

850-DS 用户手册

下载详细指南，了解如何设置、运行和维护 850-DS。

www.agilent.com/chem/850-ds-user-manual



850-DS 清洁流程

850-DS 可在每次溶出度测试后进行自清洁。设置和指南：

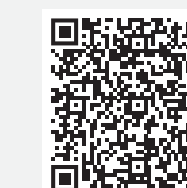
www.agilent.com/chem/850-ds-cleaning



850-DS 体积校准

850-DS 体积准确度应定期重新验证。完整流程：

www.agilent.com/chem/850-ds-volume-calibration



获取您需要的答案

加入安捷伦溶出度测试社区，获得支持。访问并获得帮助：

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

