

客户端/服务器拓扑结构中 Advanced Sample Linking 入门指南

Advanced Sample Linking 是 Agilent 的一个解决方案，可简化基本工作流程并帮助避免容易出错的步骤。

以用户为中心的 Sample Linking software 是该解决方案的核心。它可在 Bench Applications 门户网站上访问和使用。通过将带条形码的样品容器与实验室数据关联，该功能有助于无差错运行样品序列。

手持式扫描仪连接到的显示器（InfinityLab Assist Interface）作为扫描条形码容器和样品瓶的界面。

准备步骤

- 1.准备系统。
- a. 确保 OpenLab CDS 软件和 Sample Scheduler for OpenLab 已更新到所需版本。

b. 确保样品 ID 读取器升级套件可用并安装到 Multisampler 上。
- ▶ 请参阅 USB 媒介上提供的安装视频或 Agilent InfinityLab LC 系列 Multisampler 样品 ID 升级套件安装说明 (G4764-Sample-ID-Reader-Upgrade-TecPu-en-D0032639)。
- 2.安装 Sample Linking software。
- 这将在 OpenLab Server 上准备软件

▶ 请参阅《Advanced Sample Linking 安装和配置指南》(advanced-sample-linking-v1.1-c-s-installation-zh.pdf)。
- 3.设置 Sample Linking 硬件。
- ▶ 在随套件 (G4752-90000) 提供的《快速入门手册》和安装指南中有说明。
- 4.登录 Bench Applications 门户网站。

Advanced Sample Linking 解决方案的组件

Sample Linking software
M8270AA

Bench Applications 门户网站

Sample Linking software
Sample Scheduler 适配器
控制中心
工作流程面板

基础软件

客户端/服务器拓扑结构中的 OpenLab CDS，
v2.8 update 5 或更高版本

Sample Scheduler for OpenLab v2.8 update 3
或更高版本

Sample Linking 硬件
G4752A

Sample Linking Interface G4752-64000

InfinityLab Assist Interface
显示器支架
PoE 电缆
快速入门手册

InfinityLab Assist Interface

手持式扫描仪，
包括支架和电缆

显示器支架

InfinityLab 样品 ID 读取器
G4756A

样品 ID 读取器
用于 Multisampler 的扫描模块

带条形码的样品瓶

40 位样品瓶架样品 ID

样品盘托盘样品 ID
(样品托盘)

Advanced Sample Linking 解决方案工作流程概述

