

OpenLab CDS Workstation Plus 的 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。

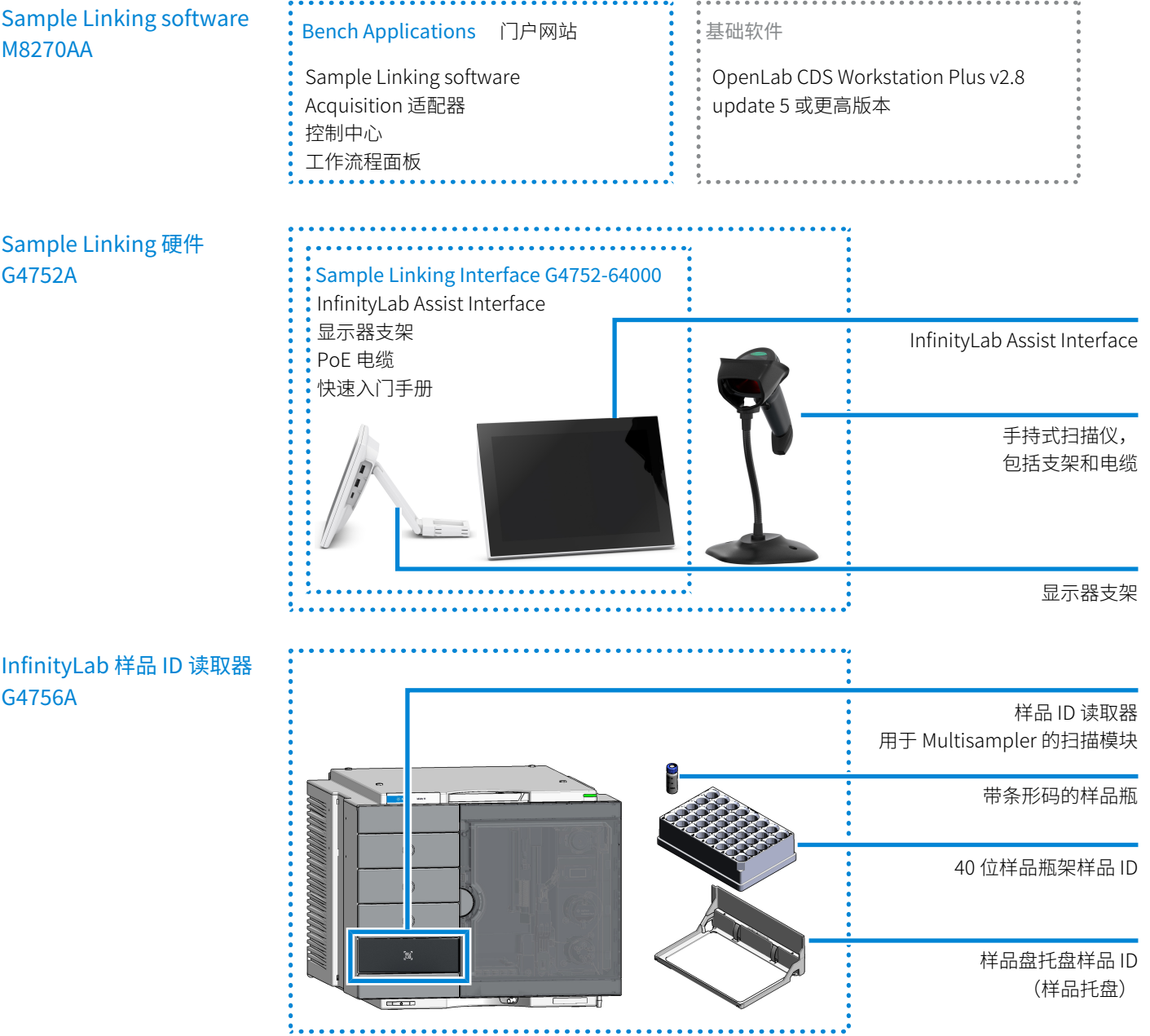
准备步骤

- 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 CDS WorkStation Plus 上准备软件

▶ 请参阅《Advanced Sample Linking 安装和配置指南》(advanced-sample-linking-v1.1-ws+-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



Advanced Sample Linking 解决方案工作流程概述

