



Agilent OpenLAB Data Store

版本 A.02.02

发布说明和历史记录

注意

© 安捷伦科技有限公司，2014

根据美国和国际版权法，未经安捷伦公司书面许可，本书内容不得以任何形式复制（包括电子存储修改或翻译）。

手册部件号

M8620-97114

版本

2014 年 10 月

Agilent Technologies, Inc.

软件版本

本指南适用于 Agilent OpenLAB Data Store 版本 A.02.02。

Microsoft® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标

如果体外诊断系统已在相关权威机构注册并符合相关法规，本产品可用作其组件之一。否则只可用于常规实验室。

声明

本书内容如有改变，恕不另行通知。安捷伦科技公司对本材料，及由此引出的任何商务和特种用途不承担责任。安捷伦科技公司对本手册中可能有的错误或与装置、性能及材料使用有关内容而带来的意外伤害和问题不负任何责任。如果安捷伦与用户对本书中的警告术语有不同的书面协议，这些术语与本书中的警告术语冲突，则以协议中的警告术语为准。

技术许可

本书对硬件和 / 或软件的介绍已获得特许，未经许可，不得使用或复制。

权力限制说明

如果软件用于某一美国政府基本合同或次级合同，软件的使用将作为下列情况之一被许可：按照法案 DFAR 252.227-7014（1995 年 6 月）确定的“商业计算机软件”；或者按照法案 FAR 2.101 (a) 确定的“商业条款”；或者按照法案 FAR 52.227-19（1987 年 6 月）确定的“限制计算机软件”；或者任何相当机构法规或合同条款。软件的使用，复制或解密受安捷伦科技标准商业许可条款的管理，美国政府的非 DOD 部门和机构将获得不比法案 FAR 52.227-19 (c) (1-2)（1987 年 6 月）大的权利。美国政府的用户将获得不比法案 FAR 52.227-14 (c) (1-2)（1987 年 6 月）或 DFAR 252.227-7015 (b) (2)（1995 年 11 月）确定的限制权利大的权利，这一原则适用于任何技术数据。

安全警告

小心

小心提示表示危险。提醒您在操作过程中注意，如果执行不当，将影响产品或丢失重要数据。不要忽视小心提示。

警告

警告提示表示危险。提醒您在操作过程中注意，如果执行不当，将导致人身伤害或死亡。不要忽视警告提示。

简介

本文档介绍本次以及先前发布的 **Agilent OpenLAB Data Store** 产品的功能、特性和变化。此外，还提供有关已知问题和解决方法的产品文档的参考信息。

对于我们管理的客户

当 **Agilent** 软件作出任何更改时，用户/客户需要重新确定软件的验证状态。更改软件时，不仅为单个更改验证执行验证分析，而且要确定整个软件系统中更改的范围和影响。**Agilent** 提供的文档有助于执行影响分析。

版本 A.02.02

新的操作系统支持

- Microsoft Windows Server 2012 R2

新的数据库支持

- PostgreSQL 9.2
- Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2

新的功能

- **FTP 支持**

通用 **FTP** 客户端工具（如 **FileZilla**）可用于向 **Data Store** 存储库上传或下载文件。在系统中配置的用户许可和权限也适用于 **FTP** 操作。

默认启用 **FTP** 协议，**OpenLAB Data Store** 管理员指南对启用或禁用 **FTP** 的步骤进行了说明。

版本 A.02.01

通过一个专用的安装程序，OpenLab Data Store A.02.01 服务器便可独立于其他 OpenLAB 软件安装。

该软件除了可以安装在 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 数据库引擎上之外，还可以安装在 9.0 版的 PostgreSQL 数据库引擎上。

该服务器安装之后将通过内部验证自动激活。随后会创建一个名为“admin”的默认用户和密码“openlab”。

该软件在同一服务器上最多支持混合 OpenLAB CDS 工作站（ChemStation 或 EZChrom）和 ICP-MS MassHunter 工作站的 30 台仪器。

该版本不支持随 OpenLAB Data Store A.01.02 引入的 Lab Applications。

版本 A.01.03

OpenLAB Data Store A.01.03 “*OpenLAB Data Store for MS*” 只支持 Agilent ICP-MS MassHunter 软件 G7201B 版本 B.01.03。

此版本除了支持 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 外，还引入了对 PostgreSQL 数据库引擎版本 9.0 的支持。

OpenLAB Data Store A.01.02 中引入的 Lab Applications 不再支持 OpenLAB Data Store for MS。

版本 A.01.02

使用 OpenLab Data Store A.01.02, Lab Applications 已经引入, 以适应普通实验室工作流程, 包括两个应用程序:

样品提交

- 请求进行分析 - 准备色谱序列并利用 Data Store 分配给操作员。
- 接受并完成该分析 - 操作员接到该序列, 在设备上使用 Agilent CDS 系统进行分析并将结果存储在 Data Store 中。
- 检查结果 - 在 Data Store 中导入结果、检查、验证或排除结果。

实验室日志

- 管理实验室资产, 如设备和色谱柱。
- 记录重要的实验室事件, 如设备维护、更换、校准等。
- 检查在特定仪器或色谱柱上进行的操作。
- 显示仪器或色谱柱使用统计的简单情况。

而且, 该 Data Store 用户界面经过重新设计, 可以支持新应用程序。

版本 A.01.01

CDS 支持的 OpenLAB Data Store A.01.01

OpenLAB Data Store 是一个中央存储库您可以将电子文件安全地归档、存储在此处也可以在此处对电子文件进行共享。

OpenLAB CDS ChemStation 版本和 Shared Services 支持将 OpenLAB Data Store 作为科学数据的存储位置。OpenLAB CDS 的联网和分布式配置支持使用 Data Store 存储使用 Data Store 存储可以给您的系统带来以下好处：

- 为小至中型实验室实现安全的中央存储
- 可处理本地化的中文/日语内容
- 可检索、共享和查看基于网页的数据访问
- 遵循 21 CFR 第 11 部分规定的电子签名和审计跟踪

已知问题

有关发布时 OpenLAB Data Store 软件的已知问题和解决方法，请参见 OpenLAB Data Store 安装媒体 Disk 1 中名为 *M86xxAA-SSB.html* 的软件状态公告文件。

对于已解决或已关闭的先前已知问题，请参见 OpenLAB Data Store 安装媒体 Disk 1 中名为 *M86xxAA-SRB.html* 的软件发布公告文件。

您也可以登录 www.Agilent.com，了解所有 Agilent 软件产品的最新问题信息：

<http://www.chem.agilent.com/zh-CN/Support/Downloads/Pages/default.aspx>