



Library Manager for OpenLab CDS

## 安装和配置

# 声明

## 文档信息

文档编号：D0126153zh Rev. A.00  
版本：07/2025

## 版权所有

© Agilent Technologies, Inc. 2025

根据美国和国际版权法，未经 Agilent Technologies, Inc. 事先同意和书面许可，不得以任何形式、任何方式（包括存储为电子版、修改或翻译成外文）复制本手册的任何部分。

Agilent Technologies, Inc.  
5301 Stevens Creek Blvd.  
Santa Clara, CA 95051,

USA

## 软件版本

本设计规范适用于  
Library Manager for OpenLab CDS 1.0  
版本。

## 担保说明

本文档内容按“原样”提供，在将来的版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，Agilent 对本手册以及此处包含的任何信息不作任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性和针对某一特殊用途的适用性的暗示担保。对于因提供、使用或执行本手册或此处包含的任何信息而产生的错误，或造成的偶然或必然的损失，Agilent 不承担任何责任。如果 Agilent 与用户签订了单独的书面协议，其中涉及本文档内容的担保条款与这些条款冲突，则以协议中的担保条款为准。

## 技术许可

本文档所述的硬件和 / 或软件是根据许可提供的，只能根据此类许可的条款进行使用或复制。

## 权力限制说明

美国政府受限权利。授予联邦政府的软件和技术数据权利仅包括通常提供给最终用户的那些权利。Agilent 根据 FAR12.211（技术数据）和 12.212（计算机软件）和（对于国防部）DFARS252.227-7015（技术数据 — 商品）以及 DFARS 227.7202-3（商业计算机软件或计算机软件文档中的权利）来提供软件和技术数据方面的此常规商业许可。

## 安全声明

### 小心

**小心**提示表示危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会损坏产品或丢失重要数据。不要忽视**小心**提示，直到完全理解和符合所指出的条件。

### 警告

**“警告”**声明表示存在危险。提醒您注意某个操作步骤、某项操作或类似问题，如果执行不当或未遵照提示操作，可能会导致人身伤害或死亡。除非已完全理解并符合所指出的条件，否则请不要忽视**“警告”**声明而继续进行操作。

# 目录

- 1 关于 Library Manager for OpenLab CDS 4**
- 2 要求 5**
- 3 安装 6**
  - 安装和配置 Library Manager Web 应用程序 7
  - 安装 Data Analysis Library Manager 附加软件 9
  - 确认权限 10
- 4 配置 12**
  - 谱库管理员 13
  - 谱图管理员 14
  - 谱图贡献者 15
  - 谱库使用者 16
  - 化学师或相应的默认角色 17
- 5 入门教程 18**
  - 运行 Library Manager Web 界面 18
  - 创建第一个谱库 19
  - 配置访问控制 20
  - 使用 Library Manager 21

# 1

## 关于 Library Manager for OpenLab CDS

Library Manager for OpenLab CDS 提供了组织和检索 UV 谱图的工具：

- Web 界面提供了在谱库中组织光谱的功能。可为每个谱库配置访问控制。
- OpenLab CDS 的附加软件提供了从 Data Analysis 或无人值守处理过程中检索类似光谱的工具。

支持所有 UV/Vis 检测器的光谱。

支持的 OpenLab CDS 系统：

- Workstation、Workstation Plus 和客户端/服务器系统
- OpenLab CDS 2.8 Update 08 或更高版本

支持的浏览器：

- Edge（当前版本）
- Chrome（当前版本）

服务器和工作站上所需的 .NET Framework：

- .NET 8

用户和权限：

- 安装用户：具有本地管理权限的 Windows 用户
- 如果在 OpenLab CDS 系统中启用了用户身份验证，则需要 OpenLab CDS 管理员的凭据。

安装包括两个部分，一个是用于托管 Library Manager Web 界面的 Web 应用程序，另一个是用于 Data Analysis 客户端的附加软件。在客户端/服务器系统中，它们安装在不同的机器上。下表显示了需要安装的位置。

表 1: 安装 Library Manager 组件

| OpenLab CDS 系统                  | Web 应用程序 | Data Analysis 附加软件 |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| Workstation<br>Workstation Plus | X        | X                  |
| Shared Services 服务器             | X        | -                  |
| 分析仪器控制器 (AIC)                   | -        | X                  |
| 客户端                             | -        | X                  |

## 安装和配置 Library Manager Web 应用程序

1 将下载的 zip 文件复制到本地硬盘并解压缩。

2 运行 `Agilent.OpenLab.LibraryManager.msi`。

3 安装是在后台进行的。无需用户输入。

4 从“开始”菜单中选择 **Library Manager 配置工具**。

该工具会检查是否安装了所需的 .NET 8 组件。如果 Windows 系统中仍然缺少某个组件，系统会要求您下载并安装。使用提供的链接下载相关文件。安装完成后，再次运行配置工具。

需要安装以下 .NET 组件

- .NET 8.0 Desktop Runtime
- ASP.NET Core 8.0 Runtime

5 单击**测试 URL** 确认与 OpenLab 系统的连接。

如果测试成功，按钮将变为绿色。

6 如果 OpenLab CDS 系统启用了用户身份验证：提供在安装 OpenLab CDS 时创建的 OpenLab CDS 管理员的用户凭据。

7 选择控制面板中显示 Library Manager 权限的语言。

### 注意

安装之后将无法更改语言！

如果服务器操作系统使用的语言与客户端或仪器控制器使用的语言不同：选择客户端系统的语言，以便用户使用其语言管理新权限。

8 单击**测试连接**以确认设置。

如果测试成功，按钮将变为绿色。

9 在 **Data Repository** 下，建议保留默认密码。在**组件凭据**下，它预置了安装 OpenLab CDS 时设置的密码。

如果设置了新密码，请确保将其记录在安全位置。

**注意**

密码必须遵守以下一般准则：

- 最少 8 个字符
- 至少包含一个大写字母
- 至少包含一个小写字母
- 至少包含一个数字
- 只包含允许使用的字符：
  - 大写字母 A-Z
  - 小写字母 a-z
  - 数字 0-9
  - 特殊字符：!@#\$\$%^&+\_=

**10 单击保存。**

成功消息将确认您的配置。

**11 关闭配置工具。**

等待两分钟，直到谱库服务在后台配置完成，并创建所需的数据库和其他对象。

**12 要确认安装和配置成功，请选择（所有应用程序） > Agilent Technologies > Library Manager Web UI。如有需要，请以 OpenLab CDS 管理员身份登录。**

打开 Library Manager。



## 安装 Data Analysis Library Manager 附加软件

- 1 将下载的 zip 文件复制到本地硬盘并解压缩。
- 2 运行 Agilent OpenLab Data Analysis Library Manager Addon.msi，并按照安装向导中的说明进行操作。
- 3 要确认安装成功，请打开 Data Analysis。调用包含 UV 光谱的数据。确认谱图谱库检索版面可用。

## 确认权限

安装 Library Manager 后，新的 OpenLab CDS 权限应该可用。如果在 OpenLab CDS 系统中启用了用户身份验证，请按照以下步骤确保下表中列出的所有权限都可用。

- 1 启动控制面板并导航到**管理**。
- 2 在导航窗格中，选择**角色**。
- 3 单击**创建角色**。
- 4 确认 Library Manager 权限可用。

表 2: Library Manager 权限

| 权限                                           | 目的                                       | 相关性                           |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 角色类型为 <b>管理</b> ，位于 <b>Library Manager</b> 下 |                                          |                               |
| 访问所有谱库                                       | 访问所有谱库，与访问控制设置无关。用于紧急情况                  | 登录 Library Manager            |
| 归档谱库                                         | 在 Web 界面中，将一个谱库移至归档中                     | 登录 Library Manager            |
| 归档谱库条目                                       | 在 Web 界面中，将谱图归档，使其无法被检索                  | 登录 Library Manager<br>创建/编辑谱库 |
| 创建新谱库谱图条目                                    | 在 Data Analysis 中，向谱库中添加新谱图              | 用户通过 Web 界面配置为相关谱库的编辑者        |
| 创建/编辑谱库                                      | 在 Web 界面创建新谱库，编辑现有谱库的名称和描述               | 登录 Library Manager            |
| 编辑谱库访问控制                                     | 在 Web 界面中，设置可在 Data Analysis 中编辑或查看谱库的用户 | 登录 Library Manager<br>创建/编辑谱库 |
| 编辑条目元数据                                      | 在 Web 界面编辑谱图、化合物、描述或结构的元数据值              | 登录 Library Manager<br>创建/编辑谱库 |
| 导入谱图                                         | 在 Web 界面中，将 CSV 文件中的谱图导入到谱库中             | 登录 Library Manager<br>创建/编辑谱库 |
| 导入/导出谱库                                      | 在 Web 界面中，导入或导出整个谱库                      | 登录 Library Manager            |
| 登录 Library Manager                           | 登录 Library Manager Web 界面                |                               |

| 权限               | 目的                                                | 相关性                |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 复核活动日志           | 在 Web 界面中，复核 Library Manager 活动日志                 | 登录 Library Manager |
| 查看活动日志           | 在 Web 界面中，查看 Library Manager 活动日志                 | 登录 Library Manager |
| 角色类型为项目，位于处理方法下。 |                                                   |                    |
| 编辑 UV 谱库检索参数     | 在 Data Analysis 中，查看并编辑方法质谱/光谱分析 > UV 谱库检索部分中的参数。 | 编辑项目内容             |
| 角色类型为项目，位于数据处理下。 |                                                   |                    |
| 进行手动 UV 谱库检索     | 在 Data Analysis 中，手动检索谱库中的 UV 光谱。                 | 编辑项目内容             |

如果在 OpenLab CDS 系统中启用了用户身份验证，则必须配置 Library Manager 用户角色。

可以不同的方式使用 Library Manager。例如，可以将用户配置为只能查看现有谱库的内容、向谱库中添加谱图或新建谱库。

配置谱库用户时必须包括两个方面：

- 用户需要特定权限。权限在 OpenLab Control Panel 中配置。
- 必须将用户添加至相关谱库中（请参阅 Library Manager Web 界面中的[访问控制](#)）。

下文将介绍典型的谱库用户角色。

## 谱库管理员

谱库管理员可以新建谱库、归档现有谱库、编辑谱库访问安全性并检查 Library Manager 活动日志。

### OpenLab Control Panel 中的权限

在 OpenLab Control Panel 中，创建具有以下 Library Manager 权限的角色。向相关用户或用户组添加角色。

- 归档谱库
- 创建/编辑谱库
- 编辑谱库访问控制
- 导入/导出谱库
- 登录 Library Manager
- 查看活动日志
- 复核活动日志

### Web 界面的访问控制

对于每个相关谱库，必须授予谱库管理员**编辑者**访问权限。新建谱库时，创建者自动拥有**编辑者**访问权限。

## 谱图管理员

谱图管理员可以修改现有谱库的内容：从 Data Analysis 中添加谱图、通过 Web 界面从文件导入谱图、归档谱图以及编辑谱图描述和化合物信息。

### OpenLab Control Panel 中的权限

在 OpenLab Control Panel 中，创建具有以下 Library Manager 权限的角色。向相关用户或用户组添加角色。

- 归档谱库条目
- 创建新谱库谱图条目
- 编辑条目元数据
- 导入谱图
- 登录 Library Manager

要使用户能够在 Data Analysis 中检索谱图，还需添加一个包含项目权限数据处理 > 执行手动 UV 谱库检索的角色。例如，它包含在默认角色化学师中。

### Web 界面的访问控制

对于每个相关谱库，谱图管理员必须拥有编辑者访问权限。有关详细信息，请参阅[配置访问控制](#)位于页面 20。

## 谱图贡献者

谱图贡献者可以从 Data Analysis 中添加谱图，并在 Data Analysis 中检索谱库。用户不能使用 Library Manager Web 界面。

### OpenLab Control Panel 中的权限

在 OpenLab Control Panel 中，创建一个具有 Library Manager 创建新谱库谱图条目权限的角色。向相关用户或用户组添加角色。

此外，添加包含项目权限数据处理 > 执行手动 UV 谱库检索的角色。例如，它包含在默认角色化学师中。

### Web 界面的访问控制

对于每个相关谱库，必须为谱图贡献者提供编辑者访问权限。

有关详细信息，请参阅[配置访问控制](#)位于页面 20。

## 谱库使用者

谱库使用者可以在 Data Analysis 中检索谱库。既不能使用 Library Manager Web 界面，也不能添加任何谱图。

### OpenLab Control Panel 中的权限

该用户无需特定 Library Manager 权限。

确保谱库使用者的角色包含项目权限数据处理 > 执行手动 UV 谱库检索。例如，它包含在默认角色化学师中。

### Web 界面的访问控制

对于每个相关谱库，谱库使用者必须获得查看者访问权限。

有关详细信息，请参阅[配置访问控制](#)位于页面 20。



## 化学师或相应的默认角色

OpenLab CDS 中默认存在化学师角色。该角色包含在 Data Analysis 中创建和修改处理方法的权限。请考虑更新化学师角色或您使用的角色。

添加项目权限 **处理方法 > 编辑 UV 谱库检索参数**。该权限允许用户查看并编辑方法 **质谱/光谱分析 > UV 谱库检索** 部分中的参数。在无人值守处理过程中，需要编辑这些参数来准备自动 UV 谱库检索。

## 5

# 入门教程

## 运行 Library Manager Web 界面

要运行 Library Manager Web 界面，在浏览器中打开 <https://localhost/openlab/spectralibraries/>（或 <https://servername/openlab/spectralibraries/>）。

## 创建第一个谱库

- 1 以谱库管理员身份登录 Library Manager Web 界面。
- 2 在工具栏中单击**新建谱库**以新建空白谱库。或者，单击**导入谱库**从 ChemStation 或 EZChrom 导入现有谱库。
- 3 在新建谱库对话框中，提供谱库名称。可选择添加描述。
- 4 单击**创建**。

## 配置访问控制

谱库用户必须拥有单个谱库的访问权限，才能对其进行检索或编辑。谱库访问在 Library Manager Web 界面中配置。

1 在 Library Manager Web 界面中，单击新谱库的信息按钮 (i)。

2 在访问控制下，单击 + 为该谱库添加编辑者或查看者。

**查看者**表示用户可以在 Data Analysis 或 Web 界面中检索该谱库，但不能修改其内容。

**编辑者**表示用户可以从 Data Analysis 或 Web 界面中添加谱图，并可以修改 Web 界面中的谱图和化合物信息。编辑者必须具备特定权限（见[配置](#)位于页面 12）。

## 使用 Library Manager

有关使用 Library Manager Web 界面的详细信息，请参阅[互动在线帮助](#)。

有关使用 Data Analysis 中 Library Manager 功能的详细信息，请参阅[OpenLab Help & Learning](#)。



## 内容提要

本文档提供 Library Manager for OpenLab CDS 的安装和配置说明。

[www.agilent.com](http://www.agilent.com)

© Agilent Technologies Inc. 2025  
版本： 07/2025

文档编号： D0126153zh Rev. A.00

