



OpenLab CDS ChemStation Edition

工作站管理员指南



注意

手册部件号

M8301-97085

版本 04/2019

版权所有

© 安捷伦科技有限公司，2019

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。

德国印刷

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8
76337 Waldbronn

软件版本

本指南适用于 OpenLab CDS
ChemStation Edition 的 C.01.10 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

本文档中所述的硬件和 / 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。

技术许可

本文档中所述的硬件和 / 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。

安全警告

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 Shared Services 维护工具 4
 - 启动维护工具 4
 - 配置 Windows 域的权限 5
 - 管理服务器设置 7
 - 使用备份和恢复功能 9
- 2 磁盘空间限值 11
- 3 ChemStation 路径 12
 - 更改 ChemStation 默认路径 13
- 4 ChemStation 故障排除 14
 - 查看视图和报告版面视图已被禁用 14

1 Shared Services 维护工具

Shared Services 维护工具能帮助您管理系统。安装 OpenLab 软件时将自动安装该工具。

启动维护工具

注意

Shared Services 维护工具只能由管理员启动。

- 1 如要打开应用程序，请转到**启动 > 所有程序 > Agilent Technologies > Shared Services 维护**。



图 1 OpenLab Shared Services 维护（例如使用所选的服务器设置选项卡）

为了简化 Shared Services 数据库的备份和恢复任务，**Shared Services 维护**的**备份和恢复**选项卡会提供用来执行此类任务的简单界面。

有关 OpenLab Server 和支持的数据库类型的其他维护的详细信息，请参见 OpenLab Server 安装媒介上的 OpenLab Server 文档。

配置 Windows 域的权限

如果您使用 Windows 域授权来识别 OpenLab 用户, 则必须赋予 OpenLab 访问存储这些凭证的服务器的权限。

正常情况下，如果机器已经加入到域中，机器与该域服务器之间的信托关系已足够进行访问。选择某个帐户时，如果出现此问题：使用 **Shared Services 维护** 中的 **Windows 域** 选项卡指定或更改 OpenLab 用于访问 Windows 域服务器的凭证。此处指定的用户必须有从该域获取用户和组信息的权限。

如果已经激活了域身份验证，则该功能可用。该功能只能访问存储在打开 Shared Services 维护程序的同一台计算机上的凭证。

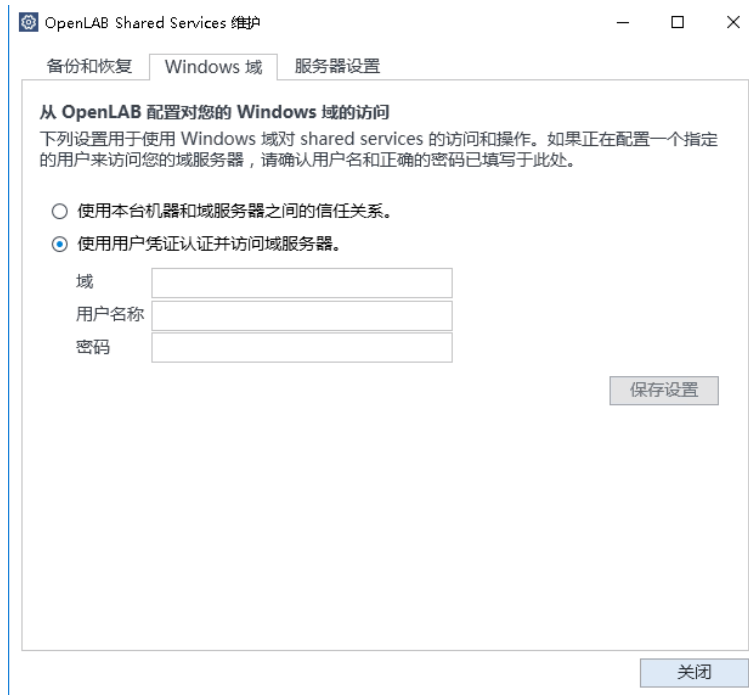


图 2 有特定用户凭证的 Windows 域选项卡

- 1 选择 **Windows 域** 选项卡。
- 2 输入用户凭证，然后单击 **保存设置**。

管理服务器设置

在客户端/服务器配置中，可使用**服务器设置**管理本地系统的服务器连接。此处的服务器列表确定当用户登录 OpenLab 控制面板时，可选择连接的服务器。管理员可限制用户从该选项卡切换到非默认服务器。

此功能可管理 **Shared Services 维护**程序所在的计算机的服务器连接。

客户端/服务器系统中的每个客户端的服务器连接是通过客户端管理的，因此，要管理客户端的服务器连接，须访问安装在该客户端上的 **Shared Services 维护**程序。

注意

Shared Services 维护工具只能由管理员启动。

- 1 如要打开应用程序，请转到**启动 > 所有程序 > Agilent Technologies > Shared Services 维护**。



图 3 OpenLAB Shared Services 维护（例如使用所选的服务器设置选项卡）

- 2 选择**服务器设置**选项卡。

表格会显示所有服务器条目 and 默认服务器连接。

对于工作站安装，默认有一个本地 OpenLab CDS Shared Services 服务器条目。对于分布式和网络化工作站安装，中央 OpenLab CDS Shared Services 服务器有第二个条目（默认）。

- 3 您可通过单击**添加服务器**来添加更多服务器。

您可通过选择一个服务器并单击**设置为默认**来切换默认服务器。

- 4 默认情况下，**允许用户在登录时选择服务器**复选框处于选中状态。如要禁止用户连接非默认服务器，请清除该复选框。

如要连接至其他服务器，用户需要联系其管理员。

此处列出的所有连接将显示于 OpenLab 控制面板的**本地配置**下。

使用备份和恢复功能

为了简化 Shared Services 数据库的备份和恢复任务，**Shared Services 维护**的**备份和恢复**选项卡会提供用来执行此类任务的简单界面。

这些功能仅适用于没有 Content Management 的单机版工作站。

备份

如要进行备份：

- 1 指定备份目录和保留时间。

执行新的备份时，当前设置的保留时间用于删除所有长于指定保留时间的文件。

- 2 单击**备份**。

备份将被放在指定的备份目录中。保留时间长于指定时间的备份将被删除。

注意

工具会自动生成备份文件的文件名。切勿更改这些文件名，这是因为工具依赖特定的命名规则。

- 3 选择备份类型。

除非该备份中的每个事务均早于保留时间，否则保留时间将被逐个应用到各个事务，以便不会删除各月的备份文件。包括完全和增量日志事务。

恢复

- 1 指定备份目录，然后单击**恢复**。

注意

执行恢复时，该数据库处于离线状态。

恢复操作将在备份集上进行，该备份集中包括一个完全备份和所有相关的增量备份。

- 2 执行恢复前，确认所有与系统的连接均已断开。
- 3 如果您选择了最新的备份并再次针对数据库执行了其他事务，则工具会在恢复数据库前询问您是否保存这些更改。恢复前单击**是**来有效执行事务日志备份。

对于 ChemStation，可以定义两种磁盘空间限值：

- 警告限值：会在启动在线或离线会话期间触发消息。默认值为 2,000,000,000 字节。
- 临界限值：超出该限值后，将无法进行采集，甚至无法重新处理现有数据。默认值为 500,000,000 字节。

用户可通过在 chemstation.ini 文件中创建条目来重新定义这两个限值。建议在编辑 ini 文件前先创建一个安全副本。在 Windows 文件夹中找到该文件，然后用记事本打开。查找 [PCS] 条目。

在 PCS 部分末尾添加两行：

```
CriticalDiskSpace=500000
```

```
WarningDiskSpace=10000000
```

数字是各自的限值（以字节为单位），可以更改：

- 1 GB = 1024 MB
- 1 MB = 1024 kB
- 1 kB = 1024 Bytes

用于当前采集的数据路径定义监控哪个磁盘。

3 ChemStation 路径

更改 ChemStation 默认路径 13

您可以利用单次运行和序列的灵活数据存储来指定不同的保存位置，而无需重新配置。该数据的默认路径是在安装期间设置的。安装程序建议的路径是 C:\Users\Public\Documents\ChemStation\1\DATA（其中 x 是仪器编号）。

除了默认路径，通过 ChemStation **视图 > 首选项**对话框中的**路径**选项卡，可以添加多个路径。用**添加**和**删除**按钮可以方便地删除现有路径，您也可以导航选定位置并将新位置的路径添加到**首选项**中。

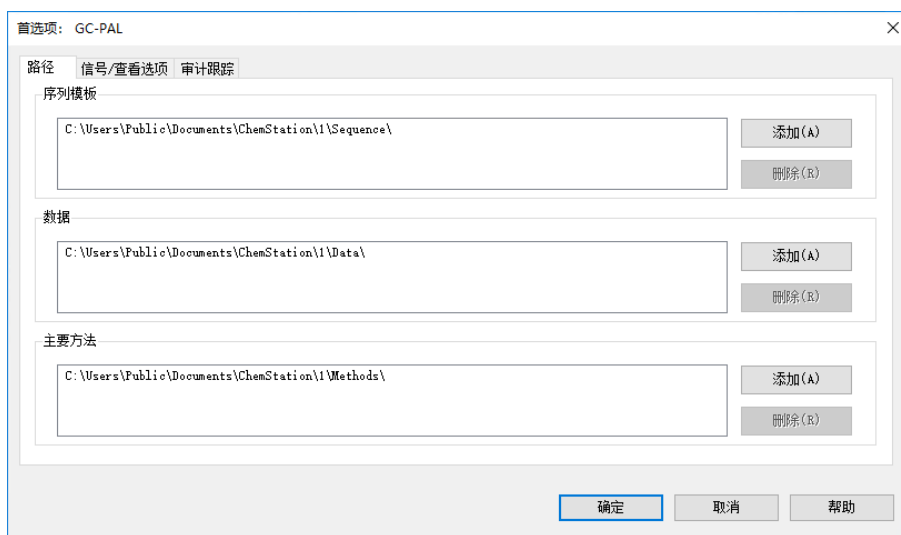


图 4 首选项对话框中的路径选项卡

不能从列表中删除默认路径，但可以在控制面板的**配置仪器**对话框中更改它。

更改 ChemStation 默认路径

- 1 关闭所有仪器会话。
- 2 如果已启用安全文件 I/O，请将其禁用。
- 3 在 Windows 文件资源管理器中，创建新的默认文件夹，然后将现有文件夹中的所有内容复制到新文件夹。
- 4 在 OpenLab 控制面板中，更改默认路径：
 - a 导航至**仪器**视图。
 - b 选择相关的仪器。
 - c 单击功能区中的**配置仪器**。
 - d 单击**附加配置 > 路径...**。
 - e 在**配置路径变量**对话框中，在适当的输入字段中输入新路径。
 - f 确认所有设置。
- 5 启动仪器。
- 6 单击**视图 > 首选项**以打开**首选项**对话框。
旧路径和新路径均会列出。
- 7 选择旧路径，然后单击**删除**。
只有在路径**不是**默认路径时，**删除**按钮才会激活。
- 8 确认设置。
ChemStation 资源管理器将显示新路径。
- 9 在文件系统中，考虑删除旧路径及其内容。
- 10 如果需要，请再次启用安全文件 I/O。

查看视图和报告版面视图已被禁用

如果系统在自动配置过程中发现模块数量过多，则会自动切换至**资源优化模式**。ChemStation 状态栏中指明了该模式，在线会话过程中，**查看视图**和**报告版面视图**不可用。

您可以按照如下方式编辑 chemstation.ini 文件来关闭**资源优化模式**：

```
[PCS]
```

```
ResourceOptimizationMode=1
```

ResourceOptimizationMode 键可能的值有：

- -1 - 模块计数自动检测（默认）
- 0 - 始终禁用
- 1 = 始终启用

注意

只能由经验丰富的用户来更改 chemstation.ini 文件，风险由您自行承担。

内容提要

本手册针对的是 ChemStation 工作站管理员或超级用户，并列出了一些维护任务和故障排除措施，以确保 ChemStation 工作站正常运行。

www.agilent.com

© Agilent Technologies 2019

德国印刷
04/2019



M8301-97085

