

# **Agilent OpenLab CDS EZChrom Edition**

工作站安装及配置指南



**Agilent Technologies**

# 声明

© 安捷伦科技有限公司，2010-2018

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。

## 手册部件号

M8201-97078

## 版本

Rev. B

07/2018

德国印刷

Agilent Technologies  
Hewlett-Packard-Strasse 8  
76337 Waldbronn

## 软件版本

本指南适用于 Agilent OpenLab CDS  
EZChrom Edition A.04.09 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。

## 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。

# 内容提要 ...

本安装指南提供 OpenLab CDS EZChrom Edition 工作站安装及配置说明。其旨在帮助系统管理员以及其他用户快速且正确地安装软件。

**表 1**      本文档中使用的术语和缩写

术语	说明
CDS	色谱数据系统
EZChrom	OpenLab CDS EZChrom Edition
Data Store	OpenLab Data Store ； 自 2.3 版起，产品名称为 OpenLab Server 2.3
OpenLab Server	新的产品名称，之前名为 OpenLab Data Store。
Content Management	作为 OpenLab Server 组成部分提供的数据存储组件
ECM	OpenLab 企业内容管理器
AIC	Agilent 仪器控制器
控制面板	OpenLab 控制面板
Microsoft 控制面板	Microsoft Windows 操作系统的组成部分
Shared Services	一组用于许可、用户和角色、仪器配置、安全策略等的组件和服务。 安装在所有计算机上；可通过 OpenLab 控制面板访问。
OpenLab CDS Shared Services Server	运行 Shared Services 的服务器。 之前称为 OpenLab Shared Services Server。

## 1 配置您的工作站 PC

Agilent 提供的 PC Bundle 系统预安装了支持它的 Windows 操作系统，并对其配置以实现最佳的性能。非 Agilent PC Bundle 系统则需要进行一些手动配置更改以提供最佳的性能。本章节描述了如何配置非 Agilent PC Bundle 系统。

## 2 安装软件

通过 OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序，可以自动进行安装。本工具用于安装 EZChrom 的各个组件。

## 3 安装后任务

本章介绍了完成安装后的相关任务。

## 4 可选程序

本章包含了其他驱动程序和软件向导以及软件认证工具的相关信息，以及其他有用的程序。

## 5 许可证

本章包含有关如何获取和安装许可证的信息。

## 6 在控制面板中配置 OpenLab CDS EZChrom Edition

本章介绍安装软件后的初次配置步骤。有关详细信息，请参见联机帮助。

## 7 将 EZChrom Edition 升级到最新版本

本章节描述了从 EZChrom 版本 A.04.0x 的升级过程。

## 8 卸载软件

本章包含使用“OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导”进行卸载的信息。其中还描述了安装后的任务。如果您计划在同一计算机上重新安装 EZChrom，则这很重要。

# 目录

<b>1</b>	<b>配置您的工作站 PC</b>	<b>8</b>
	关于配置	9
	安装 Windows	10
	配置 Windows 7	11
	配置 Windows 10	16
<b>2</b>	<b>安装软件</b>	<b>22</b>
	准备工作	23
	步骤 1: 准备安装	26
	步骤 2: 安装第三方工具	26
	安装 Adobe PDF Reader	26
	安装 .NET 4.7.1	27
	步骤 3: 将安装文件复制到一个文件夹进行安装（可选）	28
	步骤 4: 运行系统配置检查程序	29
	步骤 5: 运行安装向导	30
	许可协议屏幕	30
	安装文件夹屏幕	30
	安装类型屏幕	31
	摘要屏幕	32
	脚本安装	33
	导出为 XML	33
	参数和返回代码	34
	安装、升级或修复	38
	卸载	39
	日志和跟踪	39
	安装附加软件与驱动程序	40
	后续操作	41

- 3 安装后任务 42**
  - 配置杀毒程序 43
  - 在操作系统中设置打印服务器 45
- 4 可选程序 46**
  - 软件安装后运行软件验证 47
  - 配置高级文件安全 (AFS) 47
    - 启用高级文件安全 48
  - 提高离线机器的性能 51
- 5 许可证 52**
  - 关于 OpenLab CDS EZChrom Edition 许可 53
    - 许可证类型 53
  - 获取许可证 55
    - 通过 SubscribeNet 获取许可证 55
  - 安装许可证 58
- 6 在控制面板中配置 OpenLab CDS EZChrom Edition 59**
  - 验证 60
    - 验证提供程序 60
    - 配置身份验证 61
  - 配置安全策略 62
  - 配置用户 / 组 / 角色 62
    - 创建或导入用户 63
    - 角色和权限 64
    - 单个仪器的特定角色 66
  - 配置初始项目 66
  - 配置初始仪器 67
  - 在 OpenLab 中配置打印服务器 68

<b>7</b>	<b>将 EZChrom Edition 升级到最新版本</b>	<b>69</b>
	计划 EZChrom A.04.0x 的升级过程	70
	将 EZChrom 升级到 A.04.09	71
	许可证升级	73
	获取升级的许可证文件	73
	将升级的许可证文件添加到系统中	74
	运行升级向导	75
<b>8</b>	<b>卸载软件</b>	<b>76</b>
	关于卸载	77
	运行 OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导	78
<b>9</b>	<b>销售和支持协助</b>	<b>79</b>



# 1

## 配置您的工作站 PC

Agilent 提供的 PC Bundle 系统预安装了支持它的 Windows 操作系统，并对其进行配置以实现最佳的性能。非 Agilent PC Bundle 系统则需要进行一些手动配置更改以提供最佳的性能。本章节描述了如何配置非 Agilent PC Bundle 系统。





## 关于配置

为了让 OpenLab CDS EZChrom Edition 在 Windows 系统正常工作，本文档中的某些更改是必需的。某些更改会优化应用程序性能。其他更改将会有轻微的图形化影响

### 注意

为了表示每个设置的相对重要性，每一项将被归类为：

必须：必须应用这些更改。

性能：这些更改将会提高系统性能。

可选：大多数此类更改将会影响应用程序的图形化显示。

---

### 注意

如果打开了用户帐户控制 (UAC)，一些配置步骤将需要主动确认才能继续。

---

## 安装 Windows

### 注意

不要让您的 PC 连接互联网，直至您安装了相应的安全补丁和修复程序。在连接网络前安装 Agilent Technologies 支持的最新安全补丁和病毒定义。

---

- 1 从 Microsoft 安装媒体安装 Windows 设置期间请提供计算机名、管理员密码和网络设置。选择加入现有域或在工作组模式下设置系统。
- 2 如要让您的系统免受病毒影响，请安装杀毒程序。确保打开 *OpenLab CDS EZChrom Edition* 要求指南“防火墙设置”中所列的防火墙端口。

### 注意

运行杀毒程序可能会影响系统的行为和性能。使用 OpenLab CDS EZChrom Edition 时，某些病毒扫描程序可能会导致出现问题。该应用程序已经过 Symantec Endpoint Protection 12.x 和 Microsoft Security Essentials 的测试。

---

## 配置 Windows 7

- [ 必须 ]    **1 系统**（Microsoft 控制面板<sup>1</sup>）：使用 Microsoft 注册 Windows。
- [ 必须 ]    **2 文件夹选项**（Microsoft 控制面板）：在**查看**选项卡中，
- 选择**始终显示菜单**。
  - 启用**在标题栏中显示完整路径**。
  - 清除**隐藏已知文件类型的扩展名**。
  - 清除**使用共享向导**。
- [ 必须 ]    **3 Windows 更新**（Microsoft 控制面板）：
- a 单击**搜索更新**来搜索更新并应用所有重要的安全补丁。
  - b 单击**更改设置**。在**重要更新**部分中选择**从不检查更新**。清除其他更新选项。

### 注意

该设置很重要，能够避免在数据采集期间系统重启所导致的数据丢失。

- [ 必须 ]    **4 管理工具**（Microsoft 控制面板）：禁用服务。
- a 双击**服务**。
  - b 双击下列服务并将这些服务的启动类型设置为**已禁用**：
    - **Application Experience**
    - **Desktop Window Manager Session Manager**
- [ 必须 ]    **5 管理工具**（Microsoft 控制面板）：配置安全选项。
- a 双击**本地安全策略**。
  - b 导航至**安全设置 > 本地策略 > 安全选项**
  - c 双击右侧面板中列出的以下策略：**网络访问：本地帐户的共享和安全模式**
  - d 在显示的对话框中，从下拉列表中选择下列项目：**经典 - 本地用户验证自身身份**

<sup>1</sup> 通过图标查看项目以查看所有项目的列表。

- [ 必须 ]    **6 索引选项**（Microsoft 控制面板）：禁用索引。  
单击**修改**按钮。清除所有驱动器和位置。
- [ 必须 ]    **7 电源选项**（Microsoft 控制面板）：  
    **a** 将**高性能**选为首选计划  
    **b** 单击**更改计划设置**  
    **c** 将**使计算机进入睡眠状态**选项设置为**从不**。  
    **d** 单击**更改高级电源设置**。  
    **e** 打开**硬盘 > 在此时间后关闭硬盘**的节点。  
    **f** 将“分钟”设置为 0（= 从不）。
- [ 必须 ]    **8 区域和语言**（Microsoft 控制面板）：  
    **a** 将区域选项设置为下拉列表中的**中文（简体，中国）**。  
    **b** 如果使用的区域格式不是**英语（美国）**，则必须使用以下设置单击**其他设置 ...**按钮可定义这些设置：  
        • 小数点 = .（点）  
        • 数字分组符号 = ，（逗号）  
        • 列表分隔符 = ，（逗号）
- [ 必须 ]    **9 日期和时间**（Microsoft 控制面板）：选择机器所在位置的时区。
- [ 必须 ]    **10 网络和共享中心**（Microsoft 控制面板）：  
    **a** 选择**更改适配器设置**。右键单击**本地连接 > 属性 > 配置**。  
    **e** 在**电源管理**选项卡中，清除所有复选框。
- [ 必须 ]    **11 程序和功能**（Microsoft 控制面板）：启用非 HTTP 激活  
    **a** 单击**打开或关闭 Windows 功能**。  
    **b** 展开 **Microsoft .NET Framework 3.5.1** 节点，然后选择 **Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation** 复选框。  
    **c** 选中 **Internet Explorer 11** 复选框。  
    **d** 选中 **Telnet 客户端**复选框。  
    **e** 选中 **TFTP 客户端**复选框。  
    **f** 重启 PC。

- [ 必须 ]    **12 Windows 登录选项**（开始 > 搜索 'gpedit.msc'）
- a 导航至**本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 登录**。
  - b 将**隐藏“快速用户切换”**的入口点和总是用经典登录设置为已启用。
- [ 必须 ]    **13 禁用 Internet Explorer 兼容视图**。

**注意**

只有在使用 OpenLab Content Management（之前称为 OpenLab Data Store）时才需要此步骤。

- a 打开 Internet Explorer。
  - b 单击工具菜单，然后单击**兼容视图设置**。
  - c 取消选中**以兼容视图显示内网站点**复选框。
- [ 必须 ]    **14 启用导航窗格**。
- 打开 Windows 资源管理器，然后选择**组织 > 导航窗格**并确保**导航窗格**已选中。
- [ 性能 ]    **15 系统**（Microsoft 控制面板）更改性能选项：
- a 单击**高级系统设置**。
  - b 在**高级选项卡 > 性能**中单击**设置**。
  - c 在**视觉效果**选项卡中，选择**调整为最佳性能**。
  - d 在**自定义**下，选择以下复选框以获得更好的可用性：
    - **平滑屏幕字体边缘**
    - **在鼠标指针下显示阴影**
    - **在窗口下显示阴影**
- [ 性能 ]    **16 系统**（Microsoft 控制面板）更改系统属性：
- a 单击**高级系统设置**。
  - b 在**高级选项卡 > 性能**中单击**设置**。
    - **高级选项卡 > 虚拟内存**：为了获得最佳性能，请使用**更改**按钮将分页文件大小调整为 PC 物理 RAM 的 2 至 3 倍。如果可能，请将页面文件放到未安装系统的驱动器。
    - **数据执行保护**选项卡：选择**仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP**。

**c 高级 > 启动和故障恢复 > 设置按钮：**

- **系统启动部分：**

将全部两个**显示 ... 的时间**字段从 **30** 更改为 **3** 秒。

- **系统失败部分：**

选择**自动重新启动**，在**写入调试信息**部分中，从下拉列表中选择**核心内存转储**。

**d 系统保护选项卡**

确保**保护**已关闭。如果需要，如果需要，单击**配置**并选择**关闭系统保护**。

**e 远程选项卡**

- 在**远程协助**部分中清除**允许远程协助连接这台计算机**复选框。
- 在**远程桌面**部分中选择**不允许连接到这台计算机**。

[ 可选 ] **17 常规布局：（右键单击开始 > 属性）**

**a 开始菜单选项卡：在隐私部分，两项均选择**

**b 开始菜单选项卡 > 自定义按钮：在自定义开始菜单对话框：**

- 清除下列选项：
  - **收藏夹菜单**
- 选择下列选项：
  - 计算机**显示为链接**
  - **连接到**
  - 控制面板：**显示为菜单**
  - **默认程序**
  - **设备和打印机**
  - 文档：**显示为链接**
  - **启用上下文菜单和拖放**
  - 游戏：**不显示此项目**
  - **帮助**
  - **突出显示新安装的程序**
  - 音乐：**不显示此项目**
  - **网络**

- 使用鼠标指针在菜单上暂停时打开其子菜单
- 个人文件夹：显示为链接
- 图片：显示为链接
- 运行命令
- 搜索其他文件和库搜索公共文件夹
- 搜索程序和控制面板
- 按名称排序“所有程序”菜单
- 系统管理工具：在“所有程序”菜单和“开始”菜单上显示
- 使用大图标

[ 可选 ] 18 欢迎中心（开始 > 搜索 'gpedit.msc'）：

- a 导航至本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 登录。
- b 将登录时不显示欢迎屏幕设置为已启用。

[ 可选 ] 19 回收站属性：（右键单击桌面上的回收站图标）选择下列选项：

- 自定义大小：选择的大小约为驱动器整个磁盘空间的 10%。
- 选择显示删除确认对话框。

针对计算机的所有驱动器重复这些步骤。

[ 可选 ] 20 区域和语言（Microsoft 控制面板）：非 Unicode 程序的语言：在管理选项卡中，单击更改系统区域设置 ...。在下拉列表中选择中文（简体，中国）

## 注意

如果您使用的是英语、日语或中文操作系统，请不要更改系统区域设置。

## 配置 Windows 10

- [ 必须 ]    **1 系统**（Microsoft 控制面板）<sup>1</sup>：使用 Microsoft 注册 Windows。
- [ 必须 ]    **2 文件管理器选项**（Microsoft 控制面板）：在**查看**选项卡中，
- 选择**始终显示菜单**。
  - 选择**在标题栏中显示完整路径**。
  - 清除**隐藏已知文件类型的扩展名**。
  - 清除**使用共享向导**。
- [ 必须 ]    **3 开始 > 设置 > 更新和安全**：
- a** 单击**搜索更新**来搜索更新并应用所有重要的安全补丁。  
继续之前请确保已下载并安装了所有更新。确保没有未完成的重启。
  - b** 单击**高级选项**。
  - c** 选择**推迟未来更新**复选框。
  - d** 单击**选择如何更新**。
  - e** 关闭**从多个位置更新**。
- [ 必须 ]    **4 更新的设置**：安装过程中不得运行 **Windows 更新**服务。
- [ 必须 ]    **5 索引选项**（Microsoft 控制面板）：禁用索引。  
单击**修改**按钮。清除所有驱动器和位置。
- [ 必须 ]    **6 开始 > 搜索 'gpedit.msc'**：Windows 登录选项
- a** 导航至**本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 登录**。
  - b** 将**隐藏“快速用户切换”**的入口点和总是用经典登录设置为已启用。

<sup>1</sup> 通过图标查看项目以查看所有项目的列表。



- [ 必须 ]    **7 开始 > 设置 > 系统 > 平板模式：** 对于**当我登录时**，选择**使用桌面模式**。
- [ 必须 ]    **8 电源选项**（Microsoft 控制面板）：
- a 将**高性能**选为首选计划
  - b 单击**更改计划设置**
  - c 将**使计算机进入睡眠状态**选项设置为**从不**。
  - d 单击**更改高级电源设置**。
  - e 打开**硬盘 > 在此时间后关闭硬盘**的节点。
  - f 将“分钟”设置为 0（= 从不）。
- [ 必须 ]    **9 开始 > 设置 > 系统 > 离线地图：** 关闭**按流量计费**的连接和**映射更新**。
- [ 必须 ]    **10 管理工具**（Microsoft 控制面板）：配置安全选项：
- a 双击**本地安全策略**。
  - b 导航至**安全设置 > 本地策略 > 安全选项**
  - c 双击右侧面板中列出的以下策略：**网络访问：本地帐户的共享和安全模式**
  - d 在显示的对话框中，从下拉列表中选择下列项目：**经典 - 本地用户验证自身身份**
- [ 必须 ]    **11 开始 > 设置 > 系统和安全：**
- a 单击**更改 Windows SmartScreen 设置**。
  - b 选择**不执行任何操作**（关闭 Windows SmartScreen）。
- [ 必须 ]    **12 日期和时间**（Microsoft 控制面板）：选择机器所在位置的时区。
- [ 必须 ]    **13 网络和共享中心**（Microsoft 控制面板）：
- a 选择**更改适配器设置**。右键单击**本地连接 > 属性 > 配置**。
  - b 在**电源管理**选项卡中，清除所有复选框。

[ 必须 ] **14 程序和功能**（Microsoft 控制面板）：

- a 单击**打开或关闭 Windows 功能**。
- b 选择 **.NET Framework 3.5（包括 .NET 2.0 和 3.0）** 复选框，启用 .NET 3.5。  
按选项需要连接 Internet。

**注意**

如果此过程未按预期运行，或者计算机未连接网络，从 Windows 安装媒介安装 .NET 3.5（请参见 <https://support.microsoft.com/zh-cn/help/10164/fix-windows-update-errors> 中的 Windows 10 详情）。如果您没有安装媒介，根据以下网址创建 <https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10>。

- c 为了确保所有 net.tcp 组件正确初始化，必须启用非 HTTP 激活。展开 **.NET Framework 3.5（包括 .NET 2.0 和 3.0）** 节点，然后选择 **Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation** 复选框。
- d 选中 **.NET Framework 4.6 高级服务** 复选框。子项使用默认值。
- e 选中 **Internet Explorer 11** 复选框。
- f 选中 **Telnet 客户端** 复选框。
- g 选中 **TFTP 客户端** 复选框。
- h 重启 PC。

[ 必须 ] **15 开始 > 设置 > 系统 > 默认应用**：选择 Internet Explorer 作为默认网络浏览器。不支持 Edge，请勿使用。将 Edge 从任务栏解锁。

[ 必须 ] **16 禁用 Internet Explorer 兼容视图**。

- a 打开 Internet Explorer。
- b 单击工具菜单，然后单击**兼容视图设置**。
- c 取消选中**以兼容视图显示内网站点**复选框。

[ 必须 ] 17 启用导航窗格：

打开 Windows 资源管理器，然后从功能区选择**查看 > 导航窗格**并确保**导航窗格**已选中。

[ 必须 ] 18 禁用用于内置管理员帐户的管理员批准模式：

- a 在**开始**屏幕，输入**本地安全策略**，然后按下 **ENTER**。
- b 导航至**本地策略 > 安全选项**。
- c 双击**用户帐户控制：用于内置管理员帐户的管理员批准模式**策略。
- d 选择**已禁用**，然后单击 **??**。

[ 必须 ] 19 自动检测 Intranet 网络：

- a 打开 Internet Explorer。
- b 单击**工具**菜单，然后单击 **Internet 选项**。
- c 在**安全**选项卡，选择**本地 Intranet**，然后单击**站点**。
- d 选择**自动检测 Intranet 网络**。
- e 单击**高级**。
- f 添加 EZChrom 安装程序映射的网络路径，然后单击**关闭**。

[ 性能 ] 20 系统（Microsoft 控制面板）：更改性能选项：

- a 单击**高级系统设置**。
- b 在**高级**选项卡 > **性能**中单击**设置**。
- c 在**视觉效果**选项卡中，选择**调整为最佳性能**。
- d 在**自定义**下，选择以下复选框以获得更好的可用性：
  - 平滑屏幕字体边缘
  - 在鼠标指针下显示阴影
  - 在窗口下显示阴影

[ 性能 ] 21 开始 > 设置 > 个性化 > 颜色：关闭使“开始”菜单、任务栏和操作中心透明。

[ 性能 ]    **22 系统**（Microsoft 控制面板）：更改系统属性：

- a 单击**高级系统设置**。
- b 在**高级选项卡 > 性能**中单击**设置**。
  - **高级选项卡 > 虚拟内存**：为了获得最佳性能，请使用**更改**按钮将分页文件大小调整为 PC 物理 RAM 的 2 至 3 倍。如果可能，请将页面文件放到未安装系统的驱动器。
  - **数据执行保护选项卡**：选择**仅为基本 Windows 程序和服务启用 DEP**。
- c **高级 > 启动和故障恢复 > 设置按钮**：
  - **系统启动部分**：  
将全部两个**显示 ... 的时间**字段从 **30** 更改为 **3** 秒。
  - **系统故障部分**：  
选择**自动重启**，在**写入调试信息**部分中，从下拉列表中选择**核心内存转储**。
- d **系统保护选项卡**  
确保**保护**已关闭。如果需要，单击**配置**并选择**禁用系统保护**。
- e **远程选项卡**
  - 在**远程协助**部分中清除**允许远程协助连接这台计算机**复选框。
  - 在**远程桌面**部分中选择**不允许连接这台计算机**。

[ 可选 ]    **23 开始 > 设置 > 个性化**：禁用广告信息：

- a 在**锁屏**页面上：
  - 在**背景**下，选择**图片**或**幻灯片**。
  - 关闭**在锁屏界面上获取趣闻、提示、技巧等**。
  - 关闭**在登录屏幕上显示锁屏界面背景图片**。
- b 在**开始**页面上：  
关闭**偶尔在“开始”页面中显示建议**。

[ 可选 ] 24 开始 > 设置 > 隐私:

- a 在**常规**页面上，关闭以下选项：
  - 允许应用使用我的广告 ID
  - 打开 SmartScreen 筛选器，检查网页内容
  - 向 Microsoft 发送有关我如何进行编写的信息
- b 在**位置**页面上，关闭**位置**：

[ 可选 ] 25 开始 > 搜索 'gpedit.msc': 欢迎中心:

- a 导航至**本地计算机策略 > 计算机配置 > 管理模板 > 系统 > 登录**。
- b 将**登录时不显示欢迎界面**设置为**已启用**。

[ 可选 ] 26 回收站属性: (右键单击桌面上的**回收站**图标) 选择下列选项:

- **自定义大小**: 选择的大小约为驱动器整个磁盘空间的 10%。
- 选择**显示删除确认对话框**。

针对计算机的所有驱动器重复这些步骤。

**27 区域** (Microsoft 控制面板): 非 Unicode 程序的语言:

在**管理**选项卡中，单击**更改系统区域设置 ...**。在下拉式列表中选择**中文 (简体，中国)**。

**注意**

如果您使用的是英语、葡萄牙语、日语或中文操作系统，请不要更改系统区域设置。

[ 可选 ] 28 右键单击任务栏打开**任务栏和开始菜单属性**对话框。在**任务栏**选项卡的**任务栏按钮**下，选择**当任务栏被占满时合并**。

可以在打开的 CDS 实例间简单切换。



## 2 安装软件

通过 OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序，可以自动进行安装。  
根据向导安装运行 OpenLab CDS EZChrom Edition 所需的所有组件。



# 准备工作

为简化软件安装，正式安装软件以前，确定一些配置选项是很有用的。

## 1 确定计算机名称。

计算机名称将显示在仪器配置中。为方便起见，建议您安装 OpenLab CDS EZChrom Edition 后保留原有的计算机名称。

### 注意

为确保 DNS 服务器能够解析计算机名称，请遵循协议的 Internet 标准 (*RFC952*) 并仅使用以下字符：

- 字母 (a-z, A-Z)
- 数字 (0-9)
- 连字符 (-)

不要使用下划线。

## 2 确定如何处理审计跟踪。

审计跟踪默认是禁用的，可为每个项目手动激活。安装向导提供了为所有项目开启审计跟踪的功能。  
启用审计跟踪后将无法再次将其禁用。

## 3 安装 EZChrom 时需要拥有所有服务器和客户端的管理员权限。高级用户权限不足（安装无法开始）。

## 4 确定一个目录位置以存储与数据系统软件相关的所有文件，包括数据、方法、序列以及配置。该目录必须始终可供运行该软件的 PC 访问。

## 5 如果您要在系统上使用 OpenLab ECM，请获取 ECM 服务器名称。

### 注意

确保您拥有 ECM 和 OpenLab 的管理员权限。

- 6 确定要使用的软件提供方法：
  - *直接从 DVD 安装* – 根据需要将光盘直接装入工作站光盘驱动器。（推荐）
  - *将安装文件复制到同一个位置* – 可使用实用工具复制安装文件，例如复制到网络共享文件夹或 USB 驱动器，然后从该位置运行安装。但是，某些网络可能会干扰安装。
- 7 在启动应用程序时，安装软件之前您能够在安装程序**计划**菜单中查看以下 PDF 文件。
  - *OpenLab CDS EZChrom Edition 需求* – 使用此 PDF 可检查您的设置是否符合网络要求，并确定您的硬件和软件是否支持该系统。
  - *OpenLab CDS EZChrom Edition 工作站* – 为方便起见以 PDF 格式提供了此安装指南的电子副本。
- 8 安装所有所需的硬件，包括任何 A/D 连接、接口、仪器检测器以及通信电缆。
- 9 确保在 Windows 中配置了默认打印机。

可以通过 Microsoft 控制面板执行此操作。如果未配置默认打印机，则有可能出现以下问题：

  - 打印报告预览将会失败
  - **复制到剪贴板**菜单将会出错
  - **自定义报告视图**的新模板将存在问题

## 注意

在安装 EZChrom 期间，安装了 PDF XChange 6 打印机驱动程序。该打印机有以下限制：

- 一项打印作业的最大页数是 1500。例如，序列总结报告是一项打印作业。
- 打印多页色谱图时，可以正确打印的最大页数取决于打印机的分辨率。色谱图 300 dpi 可以打印 10 页，600 dpi 可以打印 5 页。



- 10** 确保 Windows 功能中的 .NET 4.7.1 已激活。 .NET 4.7.1 安装文件位于磁盘 1（Disk1\Tools\DotNet4.7）。要安装 .NET 4.7.1，复制文件到本地磁盘。

注意

从本地磁盘上运行 .NET 4.7.1 安装。 Windows 需要安装文件的写入权限。

- 11** 确保杀毒软件在安装过程中已禁用。

- 12** 安装期间，确保不会运行任何软件升级。

- 13** 确保没有等待进行的系统重启。

现场准备工具（请参见第 29 页的“[步骤 4: 运行系统配置检查程序](#)”）会指明等待中的重启。

## 步骤 1: 准备安装

准备在您的工作站上进行安装:

- 1 对于直接使用 DVD, 插入 OpenLab CDS EZChrom Edition 安装光盘 (Disk1)。
- 2 对于共享文件方法, 按下面的步骤所述, 将所有 DVD 复制到同一个文件夹。
- 3 对于使用便携式数据存储设备进行安装的方法, 在计算机 USB 端口中插入新设备。

要开始安装, 请导航至 Disk1\Setup.bat。右键单击文件, 并以管理员身份运行, 前进至**计划**屏幕。

## 步骤 2: 安装第三方工具

**OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序**会提供一个工具列表, 这些工具可通过**安装**屏幕直接安装。

### 安装 Adobe PDF Reader

您需要 *Adobe Reader DC Classic* 来 ...

- 查看现场准备或管理报告 (例如系统报告)
- 使用**报告查看器**功能
- 查看软件认证报告

#### 注意

如果系统中安装了旧版 Acrobat Reader (11 或更早版本), 则必须首先将其卸载。Adobe 更新会将这些版本升级为 Acrobat Reader DC Continuous, 该版本会定期推送自动更新。

如要安装 Adobe Reader DC Classic:

1 选择**第三方工具**，然后选择 **Adobe PDF Reader**。

a 将会出现 Adobe Reader 安装屏幕。单击**安装**继续。

b 如果 Adobe Reader 成功安装，请单击**完成**退出安装屏幕。

另外，您可以从安装媒介安装 Adobe Reader。该应用程序在  
Disk1/Tools/Adobe Reader 路径下。

运行 AcroRdr2015\_MUI.bat 并按照 Adobe Reader 安装向导的说明操作。

### 注意

如果您直接从安装媒介安装 Adobe PDF Reader：当 OpenLab CDS EZChrom Edition 用户首次打开 PDF 文件时，会要求用户确认 Adobe Reader 许可协议。会为每个新配置的仪器显示该对话框。

## 安装 .NET 4.7.1

对于 Windows 7：如果您的系统上没有安装 .NET 4.7.1，安装向导会自动触发其安装。但是，Windows 需要安装文件的写入权限。因此，无法直接从 DVD 直接安装。

1 将 Disk1\Tools\DotNet4.7 文件夹复制到本地磁盘。

2 运行 dotNetFx47\_Full\_x86\_x64.bat。

3 按照安装向导操作。

### 注意

Microsoft .NET Framework 4.7.1（离线安装程序）支持以下操作系统：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10 Anniversary Update、Windows 10 Creators Update、Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 和 Windows Server 2016。

## 步骤 3：将安装文件复制到一个文件夹进行安装（可选）

完成该步骤后，您便可以通过网络共享运行安装程序。

- 1 从 EZChrom Edition 主安装程序的**计划**屏幕的边栏菜单中选择**安装**。
- 2 选择**网络共享安装准备**。
- 3 在**网络共享**屏幕上，按以下方式浏览到一个目录，并创建一个目标文件夹：

### 注意

安装到驱动器的根目录可能会导致运行中出现問題，因此不支持这种安装方式。

- a 选择带有三个点的按钮。
  - b 导航到您要创建文件夹的目录。
  - c 选择**新建文件夹**。
  - d 键入文件夹名称。
  - e 选择**确定**。系统将使您返回到**网络共享**屏幕，并显示路径。
  - f 根据所需的安装方案选择要复制到文件夹的内容。
  - g 选择**开始**。
- 4 处理完成后，将文件复制到本地驱动器，或将该位置映射到网络驱动器。
  - 5 关闭应用程序，并导航到您创建的目录和文件夹。打开该文件夹。
  - 6 选择 Disk 1 文件夹，然后选择 **Setup.bat** 运行应用程序。  
系统将显示安装程序的**计划**屏幕。

## 步骤 4：运行系统配置检查程序

- 1 从 DVD、便携设备或同一个文件夹上运行 EZChrom Edition 主安装程序。在计划屏幕上选择**系统配置检查程序**。
- 2 **现场准备工具**打开。从下拉列表中选择 **OpenLab CDS EZChrom Edition A.04.XX**。
- 3 选择**确定**。
- 4 在所提供的字段中键入必要的信息，完成“**Contact Information—System details**”的第一页。
  - “System Location” 字段
  - “System Information” 字段
  - “Configuration” 字段
- 5 查看系统详细信息并进行任何必要的输入。系统将遵循指定的路径。
- 6 选择屏幕左上角的绿色复选标记图标开始软件检查。将显示一个总结报告，其中显示了每个检查类别的结果。结果表示为 **Pass**、**Warning**、**Critical Warning**，或 **Fail**。

在继续安装前必须纠正 **Fail** 结果。安捷伦建议在继续前尽可能调查并纠正任何 **Critical Warnings** 和 **Warnings** 警告。

### 注意

如果防火墙是由安全软件控制的，则现场准备工具会出于安全限制的原因无法读取防火墙设置。因此，现场准备工具会针对防火墙设置显示“**失败**”状态。

在这种情况下，请确保防火墙已被禁用，并在现场准备工具报告中手动输入状态。

- 7 要查看该报告的详细信息，请选择相应的链接：**System Hardware Details**，**Operating System and Software Details**，或 **Manual Verification Required**。
- 8 要保存该报告，请选择屏幕左上方的**保存**图标。
- 9 通过电子邮件将保存的报告发送至安捷伦服务代表进行评估，并针对安捷伦软件系统安装验证您的个人计算机。

## 步骤 5：运行安装向导

### 许可协议屏幕

- 1 从 OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序屏幕中，选择**安装**。
- 2 选择 **OpenLab CDS EZChrom Edition**。
- 3 **OpenLab CDS EZChrom Edition 向导**随即打开。阅读**许可协议**的条款。EZChrom Edition 主安装程序在主菜单的**资源**选项下提供了可打印的 PDF 格式的许可协议。
- 4 选择**我同意条款和条件**。除非您同意这些条款，否则您不能继续安装。
- 5 选择**下一步**以前进至**安装文件夹**屏幕。

### 安装文件夹屏幕

- 1 键入文件夹名称，或浏览到您要在其中存储应用程序组件的目录。文件夹必须含有英文名称。

#### 注意

安装到驱动器的根目录可能会导致运行中出现問題，因此不支持这种安装方式。

- 2 要在此安装的过程中运行安装验证，请选择**运行软件验证**。软件验证工具可提供书面证明，证明您的系统已正确建立并安装，且已符合所有设计规范。如果您愿意，可稍后运行软件验证工具（请参见第 47 页的“[软件安装后运行软件验证](#)”）。
- 3 选择**下一步**以前进至**安装类型**屏幕。

## 安装类型屏幕

1 在**安装类型**下，选择**单机版工作站**。

2 选择**下一步**以前进至 **OpenLab CDS EZChrom Edition 版本**屏幕。

OpenLab CDS 打印服务器将作为 EZChrom 安装的一部分自动安装。打印服务器管理采集和重新处理过程中无人值守的打印。监控 PDF 文件的队列文件夹，然后发送到打印机。

3 选择**下一步**以前进至**附加项**屏幕。

4 如果您要将 *OpenLab ECM* 用于您的数据系统：

a 根据您的存储库，选择 **OpenLab Server/OpenLab ECM XT Server** 或 **ECM 3.x Server** 选项按钮。

b 输入服务器名称并按**测试连接 ...**按钮。

c 系统将执行连接检查，以验证对运行中的 OpenLab ECM 服务器的访问。如果连接检查成功，则出现**连接成功**消息。单击**确定**继续。如果连接测试失败，则您将返回到**附加项**屏幕。从这里选择**下一步**再次运行该测试。如果该测试仍未成功：

- 输入一个新的 OpenLab ECM 服务器，尝试再次测试。
- 如果您不能连接到 OpenLab ECM 服务器，则致电内部支持以获得帮助。
- 此时您可以取消选中该框，并在没有 OpenLab ECM 的情况下运行安装。当服务器确定后，稍后可将其添加至您的数据系统。

d 选择**下一步转到全局审计追踪实施 (GATE) 设置**屏幕。

### 注意

要禁用“全局审计追踪实施”功能，请再次运行安装或修复程序并取消选中 GATE 选项。

5 在 **GATE 设置**屏幕，选择是否在此工作站上自动启用审计跟踪。如果需要，选择**全局审计追踪实施**复选框。

启用后将无法再次关闭审计跟踪选项。

6 选择**下一步**以前进至**摘要**屏幕。

## 摘要屏幕

- 1 查看在前面的步骤中您已选择的安装设置。根据需要，选择**上一步**更改安装设置，或选择**取消**取消安装。
- 2 在开始或取消安装之前，可以将您的安装设置保存为 XML 文件。然后，可使用此 XML 文件进行脚本安装（请参见第 33 页的“[脚本安装](#)”）。

如要保存 XML 文件，请单击**摘要**屏幕中的文件符号。

- 3 选择**开始**开始安装。
- 4 在系统继续其他操作前，将执行自动系统检查。

如果出现 **系统检查已通过**消息，则安装继续。

如果出现 **系统检查失败**消息，则您可以：

- 拒绝查看系统报告并继续安装。
- 拒绝查看系统报告并推迟安装。
- 查看系统报告并决定继续安装。
- 查看系统报告，然后延迟安装，直至问题得到解决。

### 注意

要查看 PDF 文件的系统报告，则必须安装 Adobe PDF Reader（请参见第 26 页的“[安装 Adobe PDF Reader](#)”）。

- 5 如果在此安装的过程中已经完成安装验证，则查看 **软件验证报告**。如果该报告显示失败，则验证计算机要求是否满足，并重新安装数据系统。在软件验证报告给出“通过”结果前，请不要使用该系统。
- 6 单击**下一步**前进至**已安装的功能**屏幕。
- 7 单击**完成**关闭安装向导。




## 脚本安装

OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序支持命令行模式安装，即脚本安装。此模式支持安装、升级、修复和卸载。您可以手动执行脚本式安装，也可以将此安装作为软件管理系统（例如 LANDesk 或 HP CM）的一部分。使用相应的参数 (-q)，脚本安装完全无需人工干预。

## 导出为 XML

EZChrom Edition 主安装程序支持将安装参数导出到 XML 文件的功能，随后可使用该文件进行脚本安装。

此功能也可用于升级和修复。但是，在这些情况下不适合使用导出的安装 XML 文件。对于脚本修复和升级，必须使用相应的 EZChrom Edition 主安装程序向导准备特定的 XML 文件。

- 1 运行 OpenLab CDS EZChrom Edition 安装向导
- 2 按照本手册的 *安装软件* 部分描述的说明操作。
- 3 进入 **摘要** 屏幕后，单击右上角的  图标将安装参数导出到 XML。将该文件保存到物理驱动器。

### 注意

安装文件和 XML 文件不得位于同一文件路径中。

现在可以使用 XML 文件进行脚本安装了。

## 参数和返回代码

### 参数

您可以在命令行模式下使用以下参数调用 `Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe`:

- *-i*

安装，升级

- *-r*

修复

- *-u*

卸载

- *-q*

静默模式 – 将不显示安装或卸载向导。

- *-reboot*

成功安装、修复、升级或卸载后自动重启。如果返回代码为 0 或 17，则系统将会重启。

系统重启前，会在命令提示 10 分钟内显示警告消息。此外，还会在重启前 2 分钟打开 Windows 对话框。

- *KeepComponents*

卸载流程的可选参数，可包含一个或多个应当保留在系统上的共享组件。没有此参数，所有 EZChrom 组件都将从系统删除。要保留特定共享组件，使用双引号列出下表中对应的 ID，并以逗号隔开。

组件名称	Id
软件验证工具	IQT
Microsoft SQL Server	SQL 服务器
IO Library	IOLibraries

- *ConfigurationXML=<ConfigurationXMLFilePath>*

XML 文件包含 EZChrom Edition 主安装程序安装、升级或修复特定拓扑结构的所有必需输入（请参见第 33 页的“导出为 XML”）。将 <ConfigurationXMLFilePath> 替换为正确的文件路径和 XML 文件名。

注意

不要在等号 (=) 前面或后面输入空格。那样脚本安装和卸载模式将无法按预期方式工作。

## 返回代码

在命令行模式下进行安装、卸载、升级或修复后，系统将返回一个数字代码，其含义如下。

表 2 返回代码

错误 / 返回代码	返回值
Unknown （缺省）	-1
Success	0
CoreComponentFailure	1
NonCoreComponentFailure	2
TestConnectivityFailure	3
ExpectedWindowsInstallerNotInstalled (WI 4.5 missing)	4
ParameterMismatchError	5
CannotProceedWithFreshInstallation	6
CannotProceedWithUpgrade	7
CannotProceedWithUninstallation	8
CannotProceedWithRepair	9
CannotProceedWithReRegistration	10
ReRegistrationNotSupported	11
IncompleteTopologyFound	12
InvalidUNCPath	13
MissingInstallable	14
NotAStrongPassword	15
DowngradeNotSupported	16
RestartRequired	17
RegistryCleanupError	18
InvalidInputXML	19
InvalidMode	20

表 2      返回代码

错误 / 返回代码	返回值
SitePrepFailure	21
DatabaseConnectionFailed	22
DotNetFramework4NotInstalled	23
OLSSConnectionFailed	24
PDFReaderNotInstalled	25
AllComponentsInstallationFailed	26
SomeComponentsInstallationFailed	27
Failed	28
AddOnListEmpty	29
EULANotAccepted	30
ScriptedNotSupported	31

## 安装、升级或修复

在安装模式下，OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序将检查系统中是否安装了 .Net Framework。如果没有，将会自动安装。选择**接受**同意许可协议。

EZChrom Edition 主安装程序检测系统中已经安装的产品。根据已安装的组件，EZChrom Edition 主安装程序将会提供下面的选项之一：

- 开始新安装
- 升级
- 修复

如果必需的可安装文件丢失，EZChrom Edition 主安装程序将会在日志文件中创建一个条目，并根据组件类型继续或回滚安装。在此类情况下，将返回相应的错误代码。

### 准备

您必须将所有磁盘复制到同一个文件夹（请参见第 28 页的“[步骤 3: 将安装文件复制到一个文件夹进行安装（可选）](#)”）。这是脚本安装的必需步骤。

- 1 右键单击命令提示符或 Power shell 提示符的可执行文件，并以管理员身份运行。

只有在以管理员身份启动时，才会获得脚本安装的返回代码。

- 2 导航到您将保存磁盘内容的驱动器。

例如：C:\CDS\_DVD

- 3 要开始安装，使用下面的语法调用 Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe：

```
Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -i ConfigurationXML="<path to xml file>" -q -reboot
```

例如：

```
Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -i ConfigurationXML="c:\settings\  
ConfigurationXML.xml" -q -reboot
```

使用此命令，可以启动无用户界面的安装向导，并会重启系统。

## 卸载

- 1 右键单击命令提示符或 Power shell 提示符的可执行文件，并以管理员身份运行。

只有在以管理员身份启动时，才会获得脚本卸载的返回代码。

- 2 导航到您将保存磁盘内容的驱动器。

例如：C:\CDS\_DVD

- 3 要开始卸载，使用下面的语法调用 Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe：

*Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="<list of components>" -q -reboot*

例如：

*Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="IQT,IOLibraries" -q -reboot*

使用 **KeepComponents** 参数，可以指定您要保留在系统上的共享组件列表（请参见第 34 页的“[参数](#)”）。使用示例中提供的参数，将会保留 EZChrom 组件“软件验证工具 (IQT)”和“IO 库 (IOLibraries)”。

## 日志和跟踪

所有异常、错误和信息性消息都保存在以下位置的日志中：

- 安装、升级或修复过程中：<BaseInstallDirectory>\Logs
- 卸载过程中：<User's Temp>\<Company Name>\Logs\<Log folder>\<Wizard Name>.txt

## 安装附加软件与驱动程序

OpenLab CDS EZChrom Edition 提供的向导能帮助您安装其他软件，例如第三方仪器的驱动程序。如要打开向导，请转到**启动 > 所有程序 > Agilent Technologies > OpenLab > OpenLab 附加软件与驱动程序**。按照向导的步骤安装所需软件。

### 准备网络驱动器

如果其他软件位于网络驱动器，则必须准备网络驱动器，以便向导对其进行访问。如果不进行该准备工作，Windows 安全机制将阻止向导访问这些驱动器。

**1** 映射驱动器盘符。

例如，使用共享路径 "\\<machine-name>\OpenLabCDS" 即可将驱动器映射为 **Z:**。

该操作会为登录的用户映射驱动器。

**2** 在提升模式下打开命令提示符（以管理员身份运行），然后使用 **net use** 命令映射驱动器。

例如，

```
net use Z: "\\<machine-name>\OpenLabCDS"
```

该操作会为本地管理员帐户映射驱动器。登录的用户和管理员现在均能看到映射的驱动器，并可在向导中选择该驱动器。

### 配置第三方仪器

有关通过 EZChrom 版本对第三方仪器进行配置的详细信息，请参见相应的驱动程序文档。



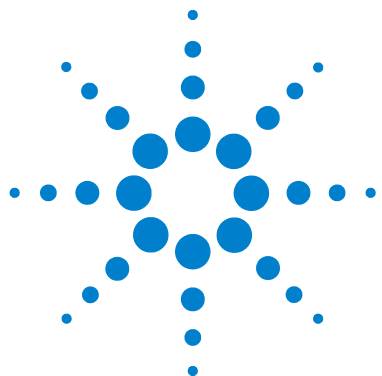
## 后续操作

数据系统软件的基本安装已完成。

对于此系统，存在一个为期 *60 天的启动许可证*，且有效期限自应用程序首次启动开始。

要请求并下载*最终软件许可证*，然后将*许可证文件*添加到您的系统，请参见本指南的许可证一章。

在获得并安装*最终软件许可证*后，您可以继续配置项目、用户和仪器，为最终用户的操作做准备。这可通过 *OpenLab 控制面板*来完成。



### 3 安装后任务

本章介绍了完成安装后的相关任务。



## 配置杀毒程序

确保打开 *OpenLab CDS EZChrom Edition* 要求指南“防火墙设置”中所列的防火墙端口。

### 注意

运行杀毒程序可能会影响系统的行为和性能。使用 OpenLab CDS EZChrom Edition 时，某些病毒扫描程序可能会导致出现问题。该应用程序已经过 Symantec Endpoint Protection 12.x 和 Microsoft Security Essentials 的测试。

### 注意

在 Symantec Endpoint Protection 下，不要使用强制性扫描模式。这可能会导致病毒检测误报。

为了让 OpenLab 软件正常运行，您应配置实时杀毒防护软件（下列文件夹列表除外）。仅在仪器处于空闲状态且未进行数据采集时才扫描这些文件夹。有关如何配置文件夹排除选项，请参考杀毒软件专用文档。

- 用于保存数据的路径
- C:\programdata\chromatography system\recovery data
- C:\programdata\agilent
- %programfiles%\agilent
- %programfiles(x86)%\agilent
- %programfiles%\common files\agilent
- %programfiles(x86)%\common files\agilent
- %programfiles%\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\common files\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent shared
- %programfiles(x86)%\common files\agilent shared

处理	路径	文件名
ECM 上传 / 下载 (若适用)	Windows 用户的 %temp% (= 用户临时目录)	*.ssizip
标准报告	Windows 用户的 %temp% (= 用户临时目录)	~p3d*.tmp ~job*.tmp Hpspl00.que
CDS 智能报告	%LOCALAPPDATA% %APPDATA% %PROGRAMDATA%	文件在: • Agilent • Agilent Technologies • Agilent_Technologies_Inc • IsolatedStorage • 临时 例如: C:\Users\xxxxx\ AppData\Local\Agilent Technologies\Intelligent Reporting\ RawDataFileCache

如果您的杀毒软件包含拒绝执行程序或可执行文件的设置，请确保不会拒绝执行下列程序文件。您可使用 **Windows** 搜索功能查找每个程序文件所在的特定文件夹。

- agilentlibrarieservice.exe
- apg\_top.exe
- iprocsvr.exe
- iproc8491.exe
- msinsctl.exe
- httpdmsd.exe
- epcsetup.exe

注意

您的系统中可能没有某些所列的文件夹或文件，这具体取决于您的特定配置。

## 在操作系统中设置打印服务器

- 1 浏览至**服务**中的 **Agilent OpenLab CDS Print Server**。
- 2 将**登录**用户更改为访问您打印机的域用户。
- 3 用户登录**服务**中的 **Agilent OpenLab CDS Print Server** 后登录操作系统。
- 4 作为该用户登录时请安装打印机。
- 5 在本地机器上创建队列文件夹。登录 **Agilent OpenLab CDS 打印服务器**服务的用户需要有该位置的完全访问权限。这是打印服务器监控 PDF 文件的文件夹。每台打印机需有各自的队列文件夹。

### 注意

各队列文件夹中有一个 *quarantine* 文件夹，如果无法连接到打印机，则打印任务将添加到此 *quarantine* 文件夹。与打印机的连接恢复后，即可手动将打印任务复制回队列文件夹。默认情况下，24 小时后将删除 *quarantine* 文件夹中的文件。



## 4 可选程序

本章包含了软件认证工具的相关信息，以及其他有用的程序。



## 软件安装后运行软件验证

软件验证工具可提供书面证明，证明您的系统已正确建立并安装，且已符合所有设计规范。

**1 使用 Windows 操作系统，转到开始 > 所有程序 > Agilent Technologies > Software Verification Tool。**

**2 选择 Qualify。**

系统将运行该应用程序，并生成一个软件验证报告。

**3 如果该报告显示失败，则验证计算机要求是否满足，并重新安装数据系统。**  
在软件验证报告给出“通过”结果前，请不要使用该系统。

## 配置高级文件安全 (AFS)

高级文件安全是 OpenLab CDS EZChrom Edition 网络化系统的可选配置。可为企业路径提供增强的安全性，从而防止对数据系统之外的项目数据进行未经授权的访问。该配置对 Windows 共享和安全性设置进行了适当的设定，使得只有定义组才能通过 Windows 资源管理器访问企业数据。*只能在系统配置了 Windows 域作为共享服务验证提供程序时才能对其进行配置。*

## 启用高级文件安全

- 1 准备好系统。
  - a 确认系统已配置为使用 Windows 域作为验证提供程序。（参见在线帮助中的**配置安全性和存储 > 设置验证提供程序和存储系统。**）
  - b 确认系统已配置为使用定义的企业路径下的存储路径。
  - c 创建或定义有数据系统以外企业路径访问权限的 Windows 域组。
  - d 为上述组至少定义两名用户。

### 注意

建议使用不过期密码。有关在运行系统上更改密码的详细信息，请参见 *OpenLab CDS EZChrom Edition 管理员指南* 中的 *EZChrom 管理* 一章。

- e 在**本地安全策略 > 本地策略 > 用户权限分配**下，为用户或组授予以下权限：
    - 以操作系统方式执行
    - 允许本地登录
  - f 关闭 OpenLab CDS EZChrom Edition 系统的所有连接（即客户端、仪器运行、控制面板）。
  - g 获取拥有在当前状态下编辑企业路径的管理权限的域用户登录凭证。
  - h 获取域身份验证配置过程中定义的 OpenLab Control Panel 管理登录凭证。
- 2 在任何 OpenLab CDS EZChrom Edition 客户端上，浏览到软件安装目录下。  
（默认：C:\Program Files\Agilent Technologies\EZChrom）



- 3 启动 EnterpriseConfig.exe。
- 4 显示**企业设置登录**对话框：
  - a 在 **OpenLab 控制面板登录**区域输入 OpenLab 控制面板管理员的用户名、密码和域。
  - b 在 **Windows 用户信息**区域输入有编辑企业路径权限的用户的用户名和密码。
    - 如果这是域用户帐户，选择从 **Windows 域控制器**并输入域名（推荐）。
    - 如果这是本地 PC 帐户，选择 **Windows 本地 PC**。这可能只是正在运行 EnterpriseConfig.exe 程序的机器的本地帐户。
  - c 单击**确定**。
- 5 系统将处理以上凭证。如果有效，会显示一条警告，告知该过程完成后不可逆转。

如果准备继续，请单击**确定**。
- 6 显示**企业服务帐户**对话框：
  - a 输入用户名、密码和定义为 AFS 组成员的用户的域。
  - b 输入将访问 AFS 限制下的企业路径的组名称。
  - c 单击**确定**。

## 将工作站转换为网络化工作站

有了网络化工作站，即可使用独立的 OpenLab Shared Services Server 来控制系统。您可以从任意网络化工作站访问 OpenLab Shared Services 提供的所有信息。例如，您可以查看每个工作站上有哪些仪器可用以及这些仪器当前处于什么状态（在线、离线、错误、运行中、未就绪等）。同样，在 OpenLab Shared Services Server 上也可对许可证用户帐户进行集中管理。

### 注意

- 您必须已经安装了 OpenLab Shared Services Server。请参见 *网络化或分布式系统安装和配置*（磁盘 1 上的 CDS\_NWSDS-Installation.pdf）。
- 确保工作站和 OpenLab Shared Services Server 的版本相同。如果版本不同，请在进行转换前升级工作站。请参见第 69 页的“[将 EZChrom Edition 升级到最新版本](#)”。

有关升级阶段暂时支持混合版本系统的详细信息，请参见 *OpenLab CDS EZChrom Edition 管理指南*（磁盘 1 上的 CDS\_Admin.pdf）。

### 小心

冲突 - 多个仪器的名称相同

检查工作站所用的仪器名称是否已存在于网络中。如果是或不确定：

- 开始转换前：将数据、方法和序列从相关仪器复制到本地备份文件夹。然后删除工作站上的仪器。
- 转换完成后，配置新的仪器，然后将本地文件夹中的数据复制回来。

- 1 从 OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序屏幕中，选择**维护**。
- 2 选择**将 OpenLab 单机版工作站转换为网络化工作站**。
- 3 输入服务器名称和服务器使用的身份验证服务。  
如果服务器需要身份验证，会要求您提供 OpenLab Shared Services 管理员凭证。
- 4 开始转换。  
所有仪器均会在 OpenLab Shared Services Server 上注册。

## 提高离线机器的性能

如果运行 OpenLab CDS EZChrom Edition 的计算机未连接 Internet，性能可能会降低。

Windows 操作系统会将例行程序内置于其操作，这会导致系统一直搜索在线连接，以在使用安全软件时更新所有最新的 Windows 安全证书。

在所有工作站、客户端、AIC 和服务器上使用下列系统设置来解决该问题。

**1** 打开 Internet Explorer 并选择**工具 > Internet 选项**。在**高级**选项卡中，清除下列复选框：

- **安全 > 检查发行商证书是否已吊销**
- **安全 > 检查服务器证书是否已吊销**

**2** 更改下列注册表键值：

- 在 32 位和 64 位系统上：

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]

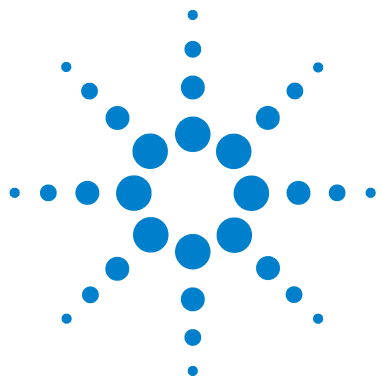
"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001

- 在 64 位系统上：

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]

"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001

**3** 记录您关闭了根证书，因为会阻止用户安装其他应用程序。



## 5 许可证

本章包含有关如何获取和安装许可证的信息。



## 关于 OpenLab CDS EZChrom Edition 许可

### 许可证类型

许可证文件安装在 OpenLab CDS 系统上，是产品、仪器和插件许可证（或激活密钥）的集合。只要许可证有效，OpenLab 工作站计算机或客户端 / 服务器系统中的 OpenLab 服务器即可正常运行。

许可证文件中的许可证或激活密钥可以是共享或计数许可证：

- 共享许可证 — 系统电脑和其他组件可有共享或附加许可证，因为他们可以共享核心许可证。
- 计数许可证 — 这类许可证是 OpenLab CDS EZChrom Edition 浮动许可策略的一部分。它们不会永久地分配给任何组件。相反，在 AIC 和仪器类的组件启动时，会自动分配给它们。组件关闭时，会自动收回相应的许可证。许可证管理程序用于控制许可证的分配和收回。

对于此种情况，唯一的要求就是在组件运行时为其授予许可证。您只需为所有同时运行的仪器提供足够的许可证，而不必为每个已安装的仪器都提供许可证。

安装完成后，系统的启动许可证可以运行 OpenLab CDS 60 天为了在 60 天期限过后仍能运行数据系统软件，必须安装核心许可证文件。

## 许可证文件

许可证文件将包含软件许可证。该文件安装在工作站上。许可证文件与该计算机绑定，如果不在 **SubscribeNet** 中重新生成许可证，则无法将其移动到其他工作站。

许可证文件中的信息定义了系统中可以同时使用的仪器数量和其他可用选项。

管理和维护许可证的最有效的方法是通过 **Internet**。要生成、下载和安装产品的最终许可证，您将需要：

- 在包含“软件授权证书”的淡紫色信封中提供的授权代码标签。
- “软件授权证书”提供的 **SubscribeNet** 的 URL。

如果未收到相应产品的淡紫色信封，请联系供应商或内部技术支持。

# 获取许可证

## 通过 SubscribeNet 获取许可证

如果您可以访问 Internet，请按照下面的程序为 OpenLab CDS EZChrom Edition 系统生成和下载许可证。

如果您无法访问 Internet，请跳到第 57 页的“[获取许可证的其他方法](#)”部分。

如果您是未注册 SubscribeNet 的新用户，请从“[新用户](#)”部分继续。

如果您已注册到 SubscribeNet，请跳到“[已注册到 SubscribeNet 的用户](#)”部分。

### 新用户

- 1 从可访问 Internet 的计算机上，在 Internet 浏览器中输入“软件授权证书”中提供的 URL。
- 2 在登录页面底部，单击[单击此处注册](#)。
- 3 在注册页面中，输入标签上的授权代码，并填写配置信息（标记星号 \* 的字段为必填字段）。  
您输入的电子邮件地址将作为您的登录 ID。
- 4 单击**提交**。系统将生成并显示您的帐户名称。  
SubscribeNet 将会发送欢迎电子邮件，其中包含您的登录 ID 和密码。
- 5 使用登录 ID 和密码登录到 SubscribeNet。  
登录后，可以利用在线用户手册链接帮助您解决所遇到的问题。
- 6 从左侧的导航栏中选择[生成或查看许可证](#)。
- 7 按照提示操作生成新的许可证。

系统将会提示您输入计算机的“主机名称”。输入的主机名称必须与正在运行控制面板的计算机的网络名称一致。在输入的机器名称中不要包含任何 DNS 后缀 (*domain.com*) 引用。

在此过程中，必须输入许可证服务器的 MAC 地址。对于工作站，这是本地计算机。对于客户端 / 服务器系统，这是服务器。

要从安装有 OpenLab CDS EZChrom Edition 的计算机上检索您的 MAC 地址，请打开控制面板并浏览到**管理 > 许可证**部分。使用**复制 MAC 地址**或**保存 MAC 地址**功能获取 MAC 地址以便生成许可证。

**注意**

如果在安装许可证后对计算机名称或域引用做出了任何更改，则移除许可证。需要在 SubscribeNet 中创建新许可证，并下载和安装该许可证。

**注意**

如果从计算机上删除了在许可证创建期间提供所用 MAC 地址的网络适配器，许可证将不再有效。需要在许可证服务器上使用当前可用的 MAC 生成新许可证。

- 8 系统生成许可证时，查看详情，然后单击**下载许可证文件**。将许可证文件保存到计算机以及备份位置（例如可移动存储设备）。  
当再次访问 Agilent SubscribeNet 站点以重新生成许可证文件、添加新的授权代码或者进一步配置系统的许可证时，请使用登录 ID 和密码。

**已注册到 SubscribeNet 的用户**

- 1 使用电子邮件地址和密码登录 SubscribeNet。
- 2 如果您有多个帐户，请选择与此授权代码关联的 SubscribeNet 帐户。
- 3 从 SubscribeNet 导航窗格中，选择**注册授权代码**。  
这样将允许您输入新授权代码并可获得新许可证授权
- 4 按照前面的**新用户**程序的第 6 步到第 8 步，**生成并查看**您的新许可证。



## 获取许可证的其他方法

如果不能生成许可证，可以联系最近的 **Agilent** 技术支持办事处。服务代表将告知如何从当地提交 **OpenLab CDS EZChrom Edition** 许可证生成表格。

### 离线许可

如果实验室没有 **Internet** 连接：

您或当地现场服务工程师需要收集必要的信息，以便于 **Agilent** 代表您创建许可证帐户。如需本地电话支持，请致电您所在地区的销售和服务号码。请参阅附录，以获得各个国家 / 地区的电话号码列表。

*Agilent 许可证支持必需的客户信息：*

下列信息必须提供给 **Agilent**，我们才能代表您创建许可帐户。

#### 1 收集帐户信息：

您的帐户名为您的公司名称加实验室名称，中间用逗号分隔。在此提供的员工信息将用于定义帐户的第一管理员，以备将来访问系统时需要。请准备好下列信息，然后联系当地的 **Agilent** 销售和服务中心，以便安排服务：

- 公司名称
- 实验室 / 部门名称
- 名字
- 姓氏
- 电子邮件地址
- 工作职位
- 电话号码
- 地址、城市、州 / 省、邮政编码、国家 / 地区

#### 2 收集授权代码：

授权代码是一组字母数字代码，通过装在淡紫色信封中的标签提供给您。如果您收到了多个代码，则必须提供所有代码，以确保订购的所有许可证都授予您的帐户。

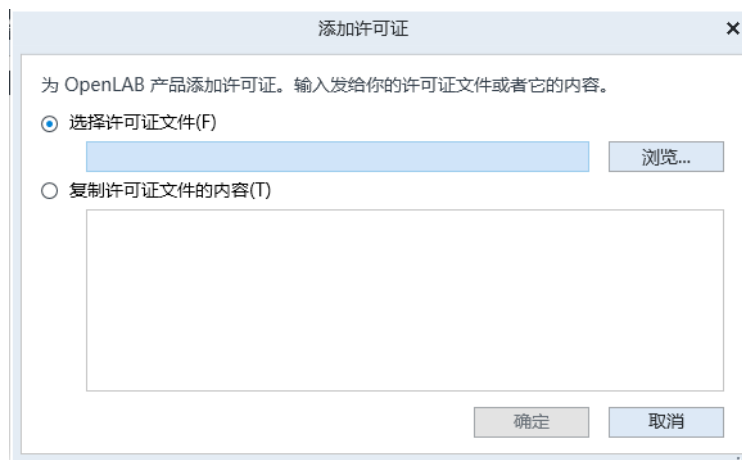
#### 3 接收许可证：

在您提供上述信息后，**Agilent** 将代表您通过 **SubscribeNet** 生成许可证文件。许可证文件可以发送到邮寄地址（包含在 **CD** 中），或由当地 **FSE** 亲自送交（通常使用 **USB** 媒介）。收到许可证后，按照下面的“安装许可证”部分将许可证安装到您的 **CDS** 系统。

## 安装许可证

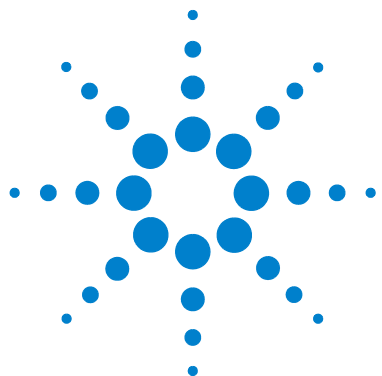
许可证必须使用控制面板添加到系统中。

- 1 启动桌面上的**控制面板**快捷方式，或转到**开始 > 所有程序 > Agilent Technologies > OpenLab Shared Services > Control Panel**。
- 2 导航到**管理 > 许可证**。
- 3 在功能区中，单击**添加许可证** 。



- 4 通过以下方法选择安装许可证：
  - 使用许可证文件选项浏览到并打开在 **SubscribeNet** 的许可证生成流程中保存的许可证文件 (.lic)。
  - 选择“许可证文本”选项，并将接收到的文本文件中的许可证文本复制到提供的字段中。
- 5 单击**确定**。

控制面板中的**管理**界面现在将显示安装的许可证的状态。



## 6

# 在控制面板中配置 OpenLab CDS EZChrom Edition

本章介绍安装软件后的初次配置步骤。有关详细信息，请参见联机帮助。



## 验证

### 验证提供程序

验证提供程序可用于验证登录系统的用户的身份。OpenLab CDS Shared Services 支持下列验证提供程序：

- **无**

在此模式下，当您访问 OpenLab 控制面板时，不会显示登录屏幕。用户会自动登录到禁用安全机制的应用程序。所有日志条目都将该用户记录为“匿名”。在验证提供程序为**无**时，“安全策略”和“用户管理”节点在 OpenLab 控制面板中处于不可用状态。

#### 注意

如果验证提供程序为**无**时，则任何活动日志都将显示通用的**系统**操作员，无需另加识别。如要进行规管环境的设置，则不建议使用。

- **内部**

在此模式下，会创建用户凭证并存储在 OpenLab CDS Shared Services 数据库中。系统会提示您在设置其他用户之前为 OpenLab CDS Shared Services 创建管理员帐户。您在系统中创建新用户只能使用该模式。

- **Windows 域**

将现有 Windows 用户导入到 OpenLab CDS Shared Services 中。验证由企业中的 Windows Active Directory 域或 NT 4.0 域执行。Shared Services 仅使用已映射用户的标识和密码；OpenLab CDS EZChrom Edition 的角色和权限仍是使用 Shared Services 配置的。

- **ECM**

在此模式下，OpenLab ECM 系统负责验证。当您启动 OpenLab 控制面板时，应用程序将提示用户提供 ECM 凭证来验证用户。您必须选择现有 ECM 用户作为 Shared Services 管理员。搜索功能可帮助您查找特定的 ECM 用户。Shared Services 仅使用已映射用户的标识和密码；OpenLab CDS EZChrom Edition 的角色和权限仍是使用 Shared Services 配置的。

## 配置身份验证

- 1 启动控制面板。
- 2 导航到**管理**。
- 3 在导航窗格中，选择**系统配置**。
- 4 在功能区中，单击**编辑系统设置**。
- 5 从下拉列表中选择所需验证提供程序，然后单击**下一步**。
- 6 提供用户凭证：
  - a 用于 **Windows 域**：选择复选框以使用域用户，提供获取用户和群组信息权限的用户凭证。然后单击**选择帐户**以打开**检索用户**对话框并选择管理员帐户。
  - b 用于**内部**：单击**创建账户**，创建一个 OpenLab CDS EZChrom Edition 新管理员账户。
- 7 确认设置。完成后，控制面板将重启。

## 配置安全策略

如果您需要依照特定标准，请根据需要调整安全策略。

当采用**内部**验证提供程序时，可在控制面板中设置所有参数。当采用外部验证提供程序时，只能在控制面板中设置非活动时间；所有其他参数都由外部系统定义。

- 1 启动控制面板并导航到**管理**。
- 2 在导航窗格中，选择**安全策略**。
- 3 在功能区中，单击**编辑安全策略**。

## 配置用户 / 组 / 角色

使用内部验证在 OpenLab 控制面板上创建所需用户。使用 Windows 域之类的外部验证系统时，要导入用户。

为了定义允许用户可以查看或操作什么，OpenLab CDS EZChrom Edition 会提供预定义角色，并允许您定义自己的特定角色。各个角色都附有多项特定权限。

每名用户都可以是多个组的成员。您必须为每个组分配一个或多个特定的角色。您也可以为单个用户分配角色；但是，为了明确起见，极力建议您仅在组级别分配角色。组中的每个成员自动拥有该组的所有角色。

- 1 启动控制面板并导航到**管理**。
- 2 在导航窗格中，选择**用户、组或角色**。
- 3 创建新项目或编辑现有项目。

## 创建或导入用户

使用 OpenLab 控制面板管理角色和权限。您可以创建自定义角色，也可以分配预定义角色中的一个或多个角色，为用户提供不同程度的访问权限。

### 添加用户（仅限内部身份验证）

- 1 从导航窗格中，单击**管理 > 用户**。
- 2 在**创建用户**对话框中提供相关参数：
  - 输入新用户的用户名和密码。
  - 默认情况下，新用户需要在下一次登录时更改密码。如果这**不是必需的**，**请清除用户下次登录时须更改密码**复选框。
  - 在**角色成员**选项卡中，为用户分配合适的角色。您可以使用默认角色，也可在控制面板的**管理 > 角色**下准备自己的角色。

- 3 单击**确定**。

### 导入用户

如要将 Windows 域用户添加到系统，必须有从该域获取用户和组信息的权限。

- 1 从导航窗格中，单击**管理 > 用户**。
- 2 在功能区中，单击**导入**。
- 3 在**检索用户**对话框中，输入用户名的搜索字符串。
- 4 在**检索结果**列表中，选择要导入的用户，然后单击**添加**。该用户将被添加到**选中的用户**列表中。
- 5 重复第 2 步至第 4 步，直至您将所有要导入的用户名添加到**选中的用户**列表，然后单击**确定**。

## 组

如果您使用外部验证提供程序，则可以导入外部系统中存在的组的名称或创建新的内部组。对于可以映射或创建的组的数量，没有任何限制。

您可以在外部系统或控制面板中将用户分配到组。如果需要仅与 OpenLab CDS EZChrom Edition 相关的额外用户指定，可以在控制面板中创建。否则，只需导入这些组并为组指定所需的角色即可。

如果您删除或取消映射某个组，则属于此组的用户保持不变。

## 角色和权限

角色用于以全局方式为用户或用户组分配权限，也可用于特定仪器或位置。系统包含一系列预定义的角色（例如**仪器管理员**、**仪器用户**或**所有**），这些角色在系统安装期间安装。对于每种角色，都为其分配了某些特定权限。

权限根据三种主要角色类型（项目角色、仪器角色和管理角色）进行分组。为角色分配权限时，首先要选择所需的角色类型，然后选择与该角色类型相关的权限。每种角色都只能具有一种特定角色类型的权限；唯一例外是预定义的角色**所有**，该角色具有所有角色类型的所有权限。用户或组可能需要具有多种角色才能执行系统功能。例如，拥有**化学师**角色的用户始终需要另一个具有仪器运行权限的角色，如**仪器用户**。

您可以在控制面板中创建由不同位置组成的树状图，并将仪器添加到相关位置。您可以为每个仪器或仪器组分配不同的仪器角色（另请参见第 66 页的“[单个仪器的特定角色](#)”）。例如，某用户可以拥有一台仪器的**仪器管理员**角色，也可以拥有另一台仪器的**仪器用户**角色。

您还可在控制面板中为不同项目或项目组创建树状图，并为不同的项目分配不同的项目角色（另请参见第 66 页的“[单个仪器的特定角色](#)”）。例如，某用户在一个项目中的角色为**项目管理员**，因此他可以通过控制面板管理项目设置。在第二个项目中，该用户可以拥有允许自己编辑项目的内容但不允许更改项目设置的角色。



表 3 角色类型的说明

角色类型	说明
管理权限	这些权限全局分配给用户或组，且无法在仪器 / 位置级别上更改。它们与 <b>备份和恢复</b> 、 <b>管理安全性</b> 、 <b>管理打印机</b> 等类似，属于典型的管理权限。
仪器权限	这些权限可以全局分配或在仪器 / 位置级别上分配。例如：仪器权限包括： <b>查看仪器或位置</b> 以及 <b>运行仪器</b> 。 用户需要全局级别的 <b>查看仪器或位置</b> 权限，才能查看控制面板中的位置和仪器的树状图。
项目权限	访问或修改不同级别数据的权限。您可以在全局或项目级别分配这些权限。

## 单个仪器的特定角色

默认情况下，将为所有位置或仪器全局设定用户或组的角色。角色设置继承根节点**仪器**的设置。为了向某个特定节点的用户或组分配不同的角色，需要在相应节点的**编辑权限**对话框中，取消选择**从父项继承权限**复选框。然后，可以分配仅对该特定节点有效的相关角色。

您可以为单个位置或仪器分配**仪器**角色。

**管理**角色总是以全局方式设定。

## 配置初始项目

1 启动控制面板并导航到**项目**。

2 创建并配置项目：

在 *CDS 设置* 选项卡上：

- 输入方法、序列、结果、序列模板和报告模板的位置。
- 为该项目进行所需审计跟踪设置。

有关详细信息，请参见控制面板在线帮助。

## 配置初始仪器

- 1 启动 OpenLab 控制面板并导航到**仪器**。
- 2 单击功能区中的**创建**来创建新仪器。
- 3 提供仪器信息，并单击**确定**。

### 注意

Agilent 1120 和 1220 仪器仅在仪器类型 **Agilent Compact LC** 下可配置。它们可与其他所选 LC 模块组合。请参见**支持的仪器和固件指南** (CDS\_SupportedInstFirmware.pdf) 了解详细信息。

1120 和 1220 的仪器驱动程序会随着仪器的调用而自动调用，而 OpenLab CDS EZChrom Edition 却默认不包括。

- 3 选择新仪器，然后单击功能区中的**配置仪器**。
- 4 建议您使用“自动配置”来配置您的仪器：选择某个模块，单击**自动配置**，然后输入**检测器数**和**泵数**。根据需要选择**自动进样器**。

或者，手动配置设备：

- a 从**可用**模块中选择某个模块，然后单击箭头将其移至**已配置**模块下。
- b 双击某个**已配置**模块，以打开与该模块相关的对话框。
- c 选择**选项**。
- d 在**配置选项**对话框中，从以下常规选项中进行选择：系统适用性、SEC、PDA 和基线检查。

- 5 确认设置

关于支持的仪器连接数量的更多信息，请参考**要求指南**。

## 在 OpenLab 中配置打印服务器

如果安装了 Agilent OpenLab CDS 打印服务器：

- 1 登录控制面板，单击**管理**中的**打印机**图标。
- 2 单击**打印机**菜单中的**添加**。
- 3 单击**添加监视器**按钮。
- 4 在**添加新打印机**对话框中，添加以下选项：
  - **监控文件夹**：输入队列文件夹的 UNC 或本地路径（请参见第 45 页的“[在操作系统中设置打印服务器](#)”）。
  - **打印机**：选择安装在操作系统中的打印机。
  - **显示名称**：输入打印监视器的显示名称
  - **注释**：输入评论
- 5 单击**确定**。
- 6 在打印服务器中，选择刚刚添加的打印机。
- 7 单击**打开监视器**，为打印机的**设置为监视器**选择**是**。将启用打印服务器监控队列文件夹的功能。

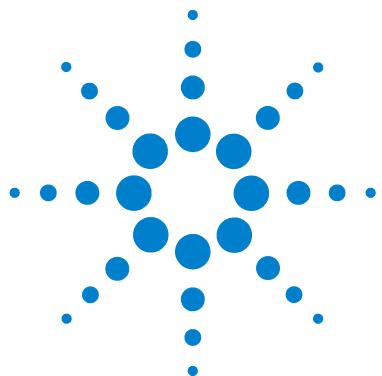
如果将**设置成监视模式**设置为**否**，则打印服务器将无法监控该文件夹并将文件发送至打印机。

- 8 将打印服务器的状态设置为**运行中**。

如果单击**停止打印服务器**，打印服务器服务将关闭，打印服务器停止运行。此时，所有打印机将不再工作。

### 注意

要输出到工作站上的打印服务器：在启动一个单次运行、启动序列或重新处理时，选择屏幕**打印硬拷贝**部分中的打印机。



## 7

# 将 EZChrom Edition 升级到最新版本

本章节描述了从 EZChrom 版本 A.04.0x 的升级过程。



## 计划 EZChrom A.04.0x 的升级过程

升级前，确定以下问题。

### 是否要在 Windows 10 上运行 EZChrom？

不支持将现有的 EZChrom 工作站从 Windows 7 或 8.1 就地升级到 Windows 10。

这意味着：

- 您需要将 EZChrom 版本 A.04.09 安装到新的 Windows 10 PC 上。请参见第 42 页的“[安装后任务](#)”。
- 您需要将数据移动到新系统。

### 您正在使用 M8370AA OpenLab Data Analysis Add-on 吗？

在这种情况下，我们建议保留 Windows 7 操作系统，或降级至 Windows 7。M8370AA OpenLab Data Analysis 加载项不是 EZChrom 版本 A.04.09 的组成部分。Windows 10 不支持该加载项。

### 是否要保留当前的 Windows 7 操作系统且仅升级 EZChrom？

请参见第 71 页的“[将 EZChrom 升级到 A.04.09](#)”。

## 将 EZChrom 升级到 A.04.09

升级到 EZChrom A.04.09 的过程取决于目前安装的 EZChrom Edition 的版本。仅支持从 A.04.07 SR2 或更高版本直接升级。

- *A.04.07 SR2 或更高版本*：运行升级向导。EZChrom 将升级到 A.04.09。

如果系统配置为以下 ELSD 驱动程序中的一个（G7102A、G4261A/B 或 G4260A/B），ELSD 驱动程序将被更新至版本 A.01.07。

控制面板将保留在版本 A.02.02。此版本仍然支持 OpenLab Data Analysis Add-On。需要一步操作才能升级到 OpenLab 2.3 版控制面板

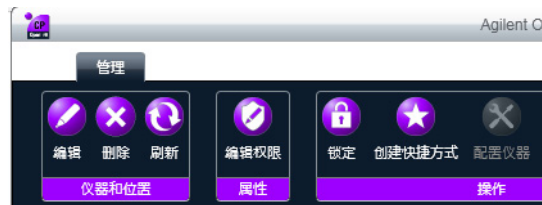


图 1 控制面板 A.02.02 用户界面

- *A.04.06 或更低版本*：

卸载旧版 EZChrom 并安装 A.04.09。

如果系统配置为以下 ELSD 驱动程序中的一个（G7102A、G4261A/B 或 G4260A/B），使用 Windows 控制面板中的“添加 / 删除程序”选项卸载 ELSD 驱动程序。请参见安装媒介 **Disk5\Docs\ENU** 文件夹内的 *ReleaseNotes\_ELSD\_RCNETDriver\_A.01.07.pdf* 文档了解升级说明。

将 EZChrom Edition 升级到最新版本  
将 EZChrom 升级到 A.04.09

2.3 版控制面板包含在 EZChrom A.04.09 安装文件中。此控制面板版本拥有不同的外观。



图 2 控制面板 2.3 用户界面

OpenLab Data Analysis Add-On 不再支持此控制面板版本。



## 许可证升级

### 获取升级的许可证文件

您需要更新您的 SubscribeNet 许可证才能升级到 OpenLab CDS EZChrom Edition 的新版本。我们建议您在升级核心软件之前，先升级工作站许可证。单机版工作站的核心软件升级到新版本后，如果不使用新的工作站许可证，工作站将无法运行，除非在 OpenLab 控制面板中添加新的工作站许可证。

如果您签署了 SMA 订阅，请继续按下列步骤来升级许可证：

- 1 在以下过程中，系统会提示您已安装 OpenLab CDS EZChrom Edition 版本工作站的主机名或 MAC 地址。

如要检索主机名和 MAC 地址，请打开控制面板，然后浏览至**管理 > 许可证**部分。请记录主机名称，然后使用**复制 MAC 地址**或**保存 MAC 地址**功能来获取 MAC 地址。

- 2 登录到“安捷伦电子软件和许可证系统”(<https://agilent.subscribenet.com/>)。
- 3 浏览至**由主机管理许可证**。在**主机 ID** 字段，输入之前提到的 MAC 地址，并单击**搜索**。

如果未显示相关的主机名称，您可能在多个 SubscribeNet 帐户管理许可证。您需要登录这些帐户来升级这些工作站许可证。

- 4 如果您的许可证能够升级，您将看到**全部升级**按钮。否则您将需要联系您的 Agilent 销售代表更新软件维护协议。要继续升级许可证，请单击该按钮。

- 5 在**升级许可证主机的所有许可证**页面中，检查数据并单击**全部升级**进行确认。这会将许可证文件升级至最新版本。SubscribeNet 会给您发送一封电子邮件，其中有新的许可证文件。
- 6 将新的许可证文件放到系统中（请参见第 74 页的“[将升级的许可证文件添加到系统中](#)”）。

如果有多个单机版工作站，请针对每个工作站重复该步骤。

请注意，工作站的 MAC 地址为其各自的文件名。这有助于确认辨别要导入工作站控制面板中的正确的许可证文件。

## 将升级的许可证文件添加到系统中

如果您已购买新选件，例如附加仪器控制或客户端许可证，并在 SubscribeNet 重新生成了许可证，则必须将升级的许可证文件重新应用到系统中。

- 1 从连接到您要为其安装许可证的系统的任何计算机上启动控制面板。
- 2 导航到**管理 > 许可证**。
- 3 在功能区中，单击**移除许可证**。
- 4 在功能区中，单击**添加许可证**。
- 5 浏览到并打开在 SubscribeNet 的许可证生成流程中保存的许可证文件。
- 6 重启下列 Windows 服务：
  - **Agilent OpenLab License Server**
  - **Agilent OpenLab 许可支持**

## 运行升级向导

- 1 从 EZChrom Edition 主安装程序的**计划**屏幕切换到**安装**屏幕。
- 2 选择 **OpenLab CDS EZChrom Edition**。  
如果 OpenLab CDS EZChrom Edition 已安装，随即会自动打开 **OpenLab CDS EZChrom Edition 升级向导**。
- 3 必须升级工作站许可证，请参见第 73 页的“**许可证升级**”。  
确认许可证已经升级，然后单击**下一步**继续。
- 4 选择**我同意条款和条件**。除非您同意这些条款，否则您不能继续升级。单击**下一步**。
- 5 如果已经配置了验证提供程序：在 **OpenLab Shared Services 注册**的**设定**屏幕中输入拥有系统管理权限的用户的用户名和密码。单击**下一步**。
- 6 在 **GATE 设置**屏幕，选择是否在此联网工作站上自动启用审计跟踪。如果**需要，选择全局审计追踪实施**复选框。单击**下一步**。  
启用后将无法再次关闭审计跟踪选项。
- 7 在升级向导的**摘要**屏幕中，列出了需进行升级的组件。单击**开始**继续升级。  
如果在升级过程中出现错误，将显示错误消息。
- 8 升级完成后，选择**完成**来关闭 **OpenLab CDS EZChrom Edition 升级向导**。  
升级过后，现有仪器配置仍可保持不变。

### 注意

对于 35900 仪器，EZChrom Edition 主安装程序会自动安装**经典**驱动程序。如果您需要使用 RC.NET 驱动程序（例如，要分流 AIC 上的两台仪器之间的通道），您必须首先安装新的驱动程序，然后重新配置仪器。

请注意：借助经典驱动程序创建的方法无法再使用。您必须使用 RC.net 驱动程序创建新的方法。

### 注意

从 A.04.08 开始，将不再支持馏分收集器的经典驱动程序。必须使用 RC.NET 驱动程序更改仪器配置和创建新方法。



## 8 卸载软件

本章包含使用“OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导”进行卸载的信息。其中还描述了安装后的任务。如果您计划在同一计算机上重新安装 EZChrom，则这会很重



## 关于卸载

### 注意

如果未使用 EZChrom Edition 主安装程序进行安装，则必须先使用 Windows 控制面板卸载所有手动安装的顶空、PAL 或第三方驱动程序等附加软件，然后才能卸载 OpenLab CDS EZChrom Edition。

---

与安装一样，OpenLab CDS EZChrom Edition 的卸载由 OpenLab CDS EZChrom Edition 主安装程序自动进行。

为方便起见，EZChrom Edition 主安装程序对所有配置（单机版或网络化工作站）的软件卸载使用相同的用户界面。EZChrom Edition 主安装程序**维护**部分下的 **OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导**将指导您完成卸载步骤。

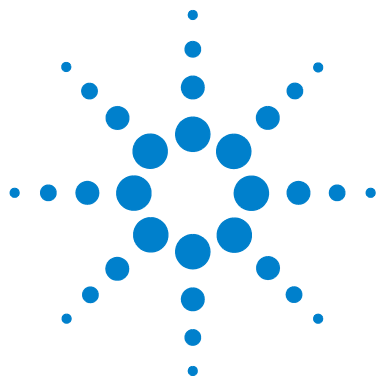
### 注意

请勿使用 Windows 卸载工具卸载 OpenLab CDS EZChrom Edition。

---

## 运行 OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导

- 1 对于 Windows 7，选择**开始 > OpenLab > 卸载 OpenLab CDS EZChrom Edition**。  
对于 Windows 10，选择**开始 > 卸载 OpenLab CDS EZChrom Edition**。
- 2 选择 **OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载**。  
**OpenLab CDS EZChrom Edition 卸载向导**随即打开。
- 3 在**共享模块**屏幕中，选中**卸载软件验证**复选框。  
*注意：*如果想稍后重新安装 OpenLab CDS EZChrom Edition，则需要卸载软件验证工具
- 4 在 **OpenLab CDS EZChrom Edition 组件的卸载**下的**摘要**屏幕中，显示您要卸载的组件列表。
- 5 选择**开始**开始卸载。  
如果您想中止卸载，请选择**取消**。如果您想更改任何设置，请选择**上一步**。  
所有列出的组件将依次自动卸载。
- 6 卸载完成后，单击**完成**关闭卸载向导。



## 9 销售和支持协助

请访问下面的网站来查找当地的销售和支持联系方式：

<https://www.agilent.com/zh-cn/contact-us/page>



**www.agilent.com**

## **内容提要**

本安装指南提供 Agilent  
OpenLab CDS EZChrom  
Edition 工作站安装及配置  
说明。

© Agilent Technologies 2010-2018

德国印刷  
07/2018



M8201-97078



**Agilent Technologies**