



Agilent Cary UV Workstation 与
Workstation Plus

要求和支持的仪器

声明

手册部件号

G5191-90009

第 3 版, 2024 年 3 月

版权所有

© 安捷伦科技 (中国) 有限公司, 2024
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 Australia [M] Pty Ltd.

679 Springvale Road
Mulgrave, VIC 3170,
Australia

仪器制造

由 Agilent Technologies 制造, 地址
Bayan Lepas Free Industrial Zone,
Penang, PG, 11900, MY

担保说明

本文档所含资料按“原样”提供, 在以后的版本中若有更改, 恕不另行通知。此外, 在适用法律许可的最大范围内, Agilent 对本手册及其所包含的信息不做任何明示和默示的担保, 包括但不限于适销性以及适合特定用途的默示担保。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

美国政府的受限权利。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 FAR 12.211 (技术数据) 和 12.212 (计算机软件) 和 (对于国防部) DFARS 252.227-7015 (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

小心提示表示存在危险。提醒您注意某个操作程序、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。除非已完全理解并符合所指出的条件, 否则请不要忽视**小心**提示而继续进行操作。

警告

警告提示表示存在危险。提醒您注意某个操作程序、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**提示而继续进行操作。

目录

1	本指南概述	5
2	硬件和软件要求	7
	简介	7
	通用软件要求	8
	安捷伦软件	9
	语言兼容性	9
	磁盘空间	10
	操作系统配置	10
	单机版工作站	10
	工作站存储选项	10
	PC 建议	11
	更多信息	11
3	网络要求	13
	简介	13
	支持的安捷伦 UV-Vis 系统	13
	LAN 连接	14
	域要求	14
	具体要求	15
	本手册内容	18

本页有意留为空白。

1 本指南概述

本文档详细介绍运行 Agilent Cary UV Workstation 以及配置 OpenLab 软件的 Cary UV Workstation（下文称“Cary UV Workstation Plus”）的最低硬件和软件要求。其中包括操作系统配置。

本文档中使用的术语和缩写。

术语	描述
Secure Storage	用于长期保存记录和报告的安全中央存储库
控制面板	用于用户管理和系统管理的控制面板
Microsoft 控制面板	Microsoft Windows 操作系统的一部分
Shared Services	一组管理服务，用于控制，例如 OpenLab 软件的安全策略和中央配置。Shared Services 可通过控制面板访问。

本指南概述

此页有意留为空白。

2 硬件和软件要求

简介	7
通用软件要求	8
安捷伦软件	9
语言兼容性	9
磁盘空间	10
操作系统配置	10
单机版工作站	10

本章包含 Cary UV Workstation 与 Cary UV Workstation Plus 系统的硬件和软件要求。

简介

可能需要不同的 PC 硬件组件，具体取决于安装类型。Cary UV Workstation 和 Cary UV Workstation Plus 在连接到 Cary 3500 紫外-可见分光光度计系统的单台 PC（请参阅图 1）上配置了所有必需的软件组件。

PC 上安装的软件包括：

- 用于仪器控制 and 数据分析的 Cary UV Workstation
- OpenLab 控制面板
- OpenLab Secure Storage（仅适用于 Cary UV Workstation Plus）

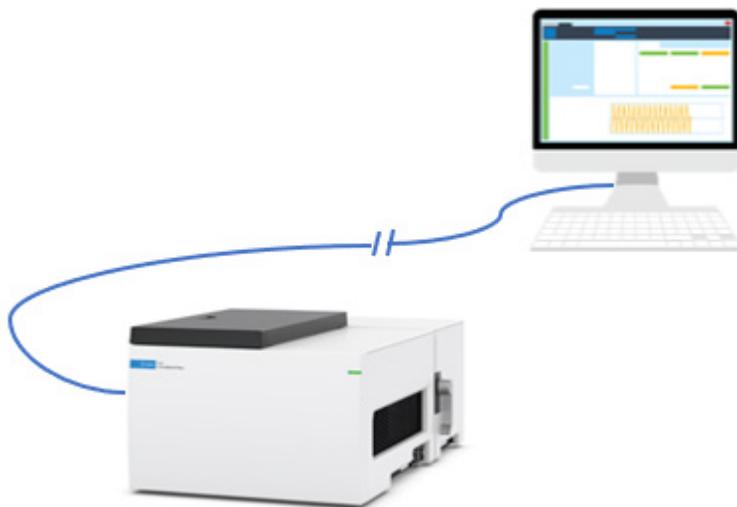


图 1. 所有软件组件都在仪器连接的单台 PC 上安装和配置

通用软件要求

除已安装的软件组件外，PC 还需要其他软件。

组件	详细说明
.NET Framework (64 位)	必须启用 NET 3.5.x .NET 4.8 或更高版本。如有需要，系统准备工具会自动安装此框架。
.NET Core (64 位)	.NET 6.x
网页浏览器	Google Chrome 98 或更高版本 Microsoft Edge
杀毒软件 ¹	Windows Defender (64 位)

¹ 安捷伦已测试并推荐此处列出的杀毒软件。如果您要使用其他软件，请与安捷伦服务人员联系。

您需要 PDF 查看器才能打开 Cary UV Workstation 和 OpenLab Help and Learning 上的 PDF 手册。建议使用 Adobe Reader DC。系统不需要此 PDF 阅读器也可以正常运行。

安捷伦软件

Cary UV Workstation 和 Cary UV Workstation Plus 与安捷伦提供的用于分析仪器确认 (AIQ) 服务的自动化合规引擎 (ACE) 兼容。

此版本的 Cary UV Workstation 和 Cary UV Workstation Plus 无法通过以下安捷伦软件，在直接文件传输或存储的客户端-服务器配置中安装或使用：

- OpenLab Basic Server
- OpenLab Server
- OpenLab ECM XT
- OpenLab ECM v3.X

语言兼容性

Cary UV Workstation 和 Cary UV Workstation Plus 的英文版已在 Microsoft Windows 英文操作系统上验证。可以根据需要调整区域设置。

对于以下语言，用户界面以 Windows 操作系统的语言显示：

- 英文
- 中文
- 日文

Microsoft Windows 的本地化语言版本使用默认系统字体支持 Cary UV Workstation 的本地化版本：

- 中文：微软雅黑
- 日文：Yu Gothic UI

磁盘空间

除操作系统和 OpenLab 软件要求外，安捷伦建议为实验室一年的操作提供足够的磁盘空间。

下表概述了在 450 nm 波长扫描范围内 100 个样品的磁盘空间要求。

分析类型	预期数据大小
扫描	0.5–1.5 MB
动力学/动力学扫描	3.0–10 MB

操作系统配置

支持以下操作系统。

操作系统	Cary UV Workstation	Cary UV Workstation Plus
Microsoft Windows 10 64 位企业版或专业版 21H2 版或更高版本	✓	✓
Microsoft Windows 11 64 位企业版或专业版 21H2 版或更高版本	✓	✓

安装之前先运行系统准备工具，以尽可能减少所需的配置任务。有关系统准备工具的更多信息，请参考安装指南。

单机版工作站

工作站存储选项

Cary UV Workstation 可以将应用程序文件存储在本地数据库中（Cary UV Workstation 软件）。Cary UV Workstation 使用 PostgreSQL 数据库来存储应用程序

数据。安装和配置自动进行。除已安装的 PostgreSQL 版本外，安捷伦不支持使用其他 PostgreSQL 版本。

使用 OpenLab 软件进行配置时，还有一个附加的内置 Secure Storage 数据库，用于长期安全地存储报告和记录（Cary UV Workstation Plus 软件）。Cary UV Workstation Plus 还将 PostgreSQL 数据库版本用于 Shared Services 和 Secure Storage。安装和配置自动进行。除 OpenLab 软件安装的 PostgreSQL 版本外，安捷伦不支持使用其他 PostgreSQL 版本。

PC 建议

下表提供了建议的硬件配置。

项目	规格
处理器速度 (CPU)	Intel i5 或更高版本 3.0 GHz 或 6 核以上
物理内存 (RAM)	16 GB
硬盘	1 块 512 GB 固态硬盘 见磁盘空间
图形分辨率	最低 1600 × 900 推荐 1920 × 1080
USB 端口	通过提供的媒体安装时需要 USB 2
LAN 卡	100 MB/1 GB LAN 用于仪器控制 实验室内联网连接需要第二个 LAN 卡

推荐的工作站 PC 套装为 HP z2G9 或具有 16 GB RAM 的同等工作站。

更多信息

如需更多详细信息，请联系安捷伦客户服务中心。

本页有意留为空白。

3

网络要求

简介	13
支持的安捷伦 UV-Vis 系统	13
LAN 连接	14
域要求	14
具体要求	15

本章介绍支持 Cary UV Workstation 和 Cary UV Workstation Plus 的环境计算需求而必须满足的网络要求。

简介

Cary UV 系统可以使用网络架构来支持 PC 和仪器之间的通信。此类通信基于标准的 TCP/IP 协议，不需要配置，也没有最低性能要求。

支持的安捷伦 UV-Vis 系统

当前版本的 Cary UV Workstation 可控制所有 Cary 3500 UV-Vis 系统。

下表列出了支持的 UV 系统。

提示

在每个模块或系统右下方可查看产品编号。

网络要求

产品编号	仪器名
G9871A	Cary 3500 双池紫外-可见分光光度计
G9872A	Cary 3500 双池控温紫外-可见分光光度计
G9873A	Cary 3500 多池紫外-可见分光光度计
G9874A	Cary 3500 多池控温紫外-可见分光光度计
G9875A	Cary 3500 多功能紫外-可见分光光度计
G9874A #100	Cary 3500 多区控温紫外-可见分光光度计

LAN 连接

使用 LAN 通信将 PC 连接到仪器时，请使用以下其中一种方法：

- 通过使用标准 CAT-5 或 CAT-6 网络电缆的隔离开关进行连接
- LAN 通信硬件速度应达到 100/1000 mbps（或更高）
- LAN 通信必须与仪器处于同一子网中，最好在网段

域要求

域支持网络中设备之间的信息流和用户访问权限。这意味着联网的 Cary UV Workstation Plus 系统中的所有设备和仪器都必须位于同一域内或具有适当的跨域信任，允许系统中所有组件之间基于名称进行通信。如果安装了工作站，则只有在在使用基于 Microsoft Windows 域的身份验证模型时，域才是相关的。在这种情况下，工作站必须始终能够与域组件进行通信，才能正常运行。

安装 Cary UV Workstation Plus 会将网络例外功能应用于域配置文件下的 Microsoft Windows 防火墙，以使系统正常运行。在域上支持 Cary UV Workstation Plus 所需的组件包括：

- 域控制器：广播域名并协商对设备的访问
- 域名服务器 (DNS)：维护有关哪些主机名属于网络上哪个 IP 的记录。要维持联网系统中的有效组件通信，始终需要此组件
- Active Directory：维护用户列表及其在域上的访问权限

注意

域名服务器 (DNS) 必须能够解析所有工作站和仪器的 IPv4 地址。若无法解析工作站或仪器，OpenLab 的功能会遭到破坏，从而导致错误或延迟。不支持 IPv6。

以上域组件承载着各种服务和设置，必须对其进行适当配置，以允许跨设备通信。需要配置以下服务和设置以配合您的域。您的内部 IT 团队负责正确配置任何自定义域解决方案，包括以下设置：

- 查找区域和主机名
- 组和安全策略
- 子网掩码和虚拟 LAN
- IP 保留（静态或 DHCP）

具体要求

如果您打算在受数据安全法规约束的环境中使用系统：

- 您的网络必须具备时间同步服务，以确保所有系统都使用一致且有效的时间
- 用户不得使用管理员账户操作 PC，以便确保用户无法更改时间或影响软件安装

网络要求

本页有意留为空白。

本手册内容

本手册包含以下内容：

- 本指南概述
- 硬件和软件要求
- 网络要求



G5191-90009

DE51220226

部件号：G5191-90009

版本 3/24

第 3 版

© 安捷伦科技（中国）有限公司，2024

Agilent Technologies Australia [M] Pty Ltd

679 Springvale Road

Mulgrave, VIC 3170, Australia

