



QualA/Test Services

发布说明

声明

文档信息

文档编号 D0015139zh

2022 年 5 月

版权所有

© Agilent Technologies, Inc. 2022

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

本指南在被替换前适用于 QualA/Test Services 3.5 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。

目录

1	简介	4
	版本 3.5	5
	版本 3.4	6
	版本 3.3	7

本文档提供了每次发布 QualA/Test Services 时对其所做的主要功能修改列表。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。

版本 3.5

兼容性

QualA/Test Services v3.5 兼容 OpenLab CDS v2.7 及其兼容的存储系统。

新的功能和更改

- “可用测试”页面已经重新组织。需要 QualA 许可证的测试与不需要 QualA 许可证的测试分开显示。
- 安全、存储和工作流程测试所需的权限已更新，以包含新的“查看活动日志”权限。
- 完整的用户名和用户 ID 现在显示在活动日志和审计跟踪验证中。
- 将服务的启动类型从“自动”改为“自动（延迟启动）”。
- 更改了 Test Services 的 URL 以支持配置在 443 端口的反向代理。
 - <https://localhost/testservices/>（AIC、服务器、WS、WS+）
 - <https://localhost:9092/testservices/>（客户端）
 - 注意：要修改 Test Services 默认端口 (9092)，请按照 Test Services 管理指南中“修改端口号”部分提供的说明操作。在 AIC、服务器、WS 和 WS+ 上，将“C:\Program Files\OpenLab Reverse Proxy\Apache24\conf\httpd.conf”中的“https://localhost:9092”字符串替换为“https://localhost:XXXX”字符串（其中 XXXX 是新端口号）。
- 安全测试的更新
 - 增强了密码测试部分的锁定机制。
- 如果一个测试被终止，可以在总结报告中看到终止测试的用户。

已知问题

- 如果配置的 STMP 服务器需要使用用户名和密码进行身份验证（授权），有一个已知的问题是 Test Services 电子邮件通知不会发送。

版本 3.4

QualA v3.4 兼容 OpenLab CDS v2.6 及其兼容的存储系统。

新的功能

- QualA 框架已重命名为 Test Services。许可测试的 QualA 许可证保持不变。产品的基本用途不变。
- 默认情况下，Test Services 与 OpenLab CDS 2.6 和 OpenLab Server/ECM XT 2.6 产品一起安装。OpenLab CDS 2.6 包括 CDS 插件。不再需要单独安装。
 - OpenLab CDS Workstation Plus 包含 QualA 许可证。对于其他系统，您必须购买并安装 QualA 许可证，以便运行许可测试。
 - Test Services 管理指南和用户指南现在位于 OpenLab CDS 2.6 和 OpenLab Server/ECM XT 2.6 安装媒介的 \Setup\Docs 下。
- 计划更新
 - 您可以为计划任务指定一个结束日期。
 - 任务计划有第三种状态：已过期 – 计划任务已经过期并被禁用。
- 通知更新
 - 用户可以选择立即通知错误或/和警告。
 - 用户可以输入立即通知数量的限值。
- 默认情况下，Test Services 使用安全的 https 通信。
- 工作流程测试更新
 - 编辑序列后，验证审计跟踪。
- 集群系统支持 Test Services。

版本 3.3

兼容性

QualA v3.3 兼容 OpenLab CDS v2.5 及其兼容的存储系统。

新的功能

- 增加对基于文件的工作站的支持。
- 增加 OpenLab 存储系统测试。
 - 该测试验证文件和文件夹操作、检入/检出、签名，并对配置的存储系统进行权限检查。
 - 支持 OpenLab Server、OpenLab ECM XT、OpenLab ECM 和基于本地文件系统的存储系统。
- 增加 QualA 测试计划。
 - 您可以在安装了 QualA 的计算机上安排自动运行的测试。
- 增加 QualA 测试通知。
 - 您可以设置 QualA 在执行验证测试后发送总结报告电子邮件。

内容提要

本文档提供了每次发布 Agilent QualA/Test Services 软件时对其所做的主要功能修改列表。

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2022

版本 05/2022

文档编号 D0015139zh

