

Test Services

Notas de Lançamento

Avisos

Informações sobre o Documento

Nº do documento: D0038064pt
01/2024

Copyright

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento e recuperação eletrônica ou a tradução para outro idioma) sem autorização prévia por escrito da Agilent Technologies, Inc. de acordo com as leis de direitos autorais americanas e internacionais.

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

Revisão de Software

Este guia é válido para a revisão 3.6 do QualA/Test Services até ser substituído.

Garantia

O material contido neste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e está sujeito a alterações, sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, com o máximo rigor permitido pelas leis aplicáveis, a Agilent isenta-se de responsabilidade em relação a garantias, expressas ou implícitas, em relação a este manual e a qualquer informação contida nele, incluindo mas não limitado as garantias implícitas de adequação comercial e adequação a um propósito específico. A Agilent não será responsável por erros ou por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, ao uso ou ao desempenho deste documento ou de qualquer informação nele contida. Se a Agilent e o usuário possuírem um acordo por escrito em separado com os termos de garantia cobrindo o material neste documento que entrem em conflito com esses termos, os termos de garantia do documento em separado prevalecerão.

Licenças de tecnologia

O hardware e/ou software descrito(s) neste documento é/são fornecido(s) sob licença, podendo ser usado(s) ou copiado(s) somente de acordo com os termos dessa licença.

Legenda de direitos restritos

Direitos restritos ao governo dos EUA. Os direitos de software e dados técnicos concedidos ao governo federal incluem apenas os direitos normalmente concedidos aos clientes usuários finais. A Agilent fornece esta licença comercial habitual relativamente a software e dados técnicos de acordo com a FAR 12.211 (Dados técnicos) e 12.212 (Software de computador) e, para o Departamento de Defesa, segundo a DFARS 252.227-7015 (Dados técnicos – Itens comerciais) e DFARS 227.7202-3 (Direitos relativos a software de computador comercial ou documentação de software de computador).

Avisos de segurança

CUIDADO

Um aviso de **CUIDADO** representa um perigo. Ele chama a atenção para uma prática, um procedimento operacional ou similares que, se não forem seguidos corretamente poderão resultar em danos ao produto ou em perda de dados importantes. Não prossiga após uma indicação de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

Índice

| | | |
|----------|-------------------|----------|
| 1 | Introdução | 4 |
| | Versão 3.6 | 5 |
| | Versão 3.5 | 6 |
| | Versão 3.4 | 7 |
| | Versão 3.3 | 8 |



1

Introdução

Este documento lista as principais alterações de recurso feitas em cada versão do QualA/Test Services.

Também são fornecidas referências para a documentação do produto relacionada a problemas conhecidos e soluções alternativas.

Versão 3.6

Compatibilidade

A versão 3.6 do Test Services é compatível com a versão 2.8 do OpenLab CDS e seus sistemas de armazenamento compatíveis. O Test Services só é suportado com os idiomas do sistema operacional Windows em inglês, chinês, japonês e português brasileiro.

Novos recursos e alterações

- O termo "QualA" foi substituído por "Test Services" na interface de usuário e na documentação. Os nomes das licenças não foram alterados.
- O Teste do Sistema de Armazenamento foi atualizado para funcionar com o back-end do Secure Storage.
- A opção Configurações permite que um administrador defina usuários e credenciais de conta de serviço para executar testes ad-hoc e agendados. Uma vez que as credenciais são definidas, um teste iniciado por qualquer usuário é executado com as credenciais definidas.
- As informações de Sincronização de hora foram adicionadas ao Relatório do Sistema.
- As informações sobre usuários que podem alterar data/hora e fuso horário foram adicionadas ao Relatório do Sistema.
- As Informações sobre o aplicativo antivírus padrão foram adicionadas ao Relatório do Sistema.
- Indicação de "Aprovado com informações" adicionada ao Teste de Relatório do Sistema para indicar se o antivírus não está ativo ou está desatualizado.
- O privilégio "excluir" não é mais necessário para o Teste de fluxo de trabalho.
- O privilégio "Editar parâmetros para substituir no método" é necessário para o Teste de fluxo de trabalho.
- A porta 9092 não é mais usada para o Test Services. Em vez disso, ele usará a porta compartilhada 52088.
- O *Agilent.TestServices.ConfigTools.exe*, usado para alterar o número da porta do servidor da Web do Test Services, não é mais necessário e já não se encontra instalado.
- Várias correções de falhas foram incluídas.

Versão 3.5

Compatibilidade

A versão 3.5 do QualA/Test Services é compatível com a versão 2.7 do OpenLab CDS e seus sistemas de armazenamento compatíveis.

Novos recursos e alterações

- A página Testes Disponíveis foi reorganizada. Os testes que requerem uma licença QualA são exibidos separadamente dos testes que não requerem uma licença QualA.
- Os privilégios necessários para Segurança, Armazenamento e teste de Fluxo de Trabalho foram atualizados para incluir a nova permissão Visualizar o Registro de Atividades.
- O nome de usuário completo e o ID de usuário agora são exibidos no log de atividades e na verificação do registro de auditoria.
- Tipo de inicialização alterado para serviços de "Automático" para "Automático (Atraso na Inicialização)".
- URL alterada para Test Services para suportar o proxy reverso configurado na porta 443.
 - <https://localhost/testservices/> (em AIC, servidor, WS, WS+)
 - <https://localhost:9092/testservices/> (no cliente)
 - Observação: Para modificar a porta padrão do Test Services (9092), siga as instruções fornecidas na seção "Alterar o número da porta" do Guia de Administração do Test Services. Em AICs, servidores, WS e WS+, substitua também todas as instâncias da string "<https://localhost:9092>" pela string "<https://localhost:XXXX>" (onde XXXX é o novo número da porta:) em "C:\Program Files\OpenLab Reverse Proxy\Apache24\conf\httpd.conf".
- Atualização do Teste de Segurança
 - Seção de testes de senha aprimorada com mecanismo de bloqueio
- Se um teste é abortado, o usuário que abortou o teste pode ser visto no Relatório Resumido.

Problemas conhecidos

- Há um problema conhecido: as notificações de e-mail do Test Services não são enviadas se o servidor SMTP configurado requer autenticação (autorização) com nome de usuário e senha.

Versão 3.4

A versão 3.4 do QualA é compatível com a versão 2.6 do OpenLab CDS e seus sistemas de armazenamento compatíveis.

Novos recursos

- A estrutura QualA foi renomeada para "Test Services". As licenças do QualA para os testes licenciados permanecem as mesmas. O uso básico do produto não foi alterado.
- O Test Services está instalado por padrão com os produtos OpenLab CDS 2.6 e OpenLab Server/ECM XT 2.6. O OpenLab CDS 2.6 inclui o plug-in do CDS. Não é mais necessária uma instalação separada.
 - As licenças do QualA estão incluídas na Workstation Plus do OpenLab CDS. Para outros sistemas, você deve adquirir e instalar licenças do QualA para executar os testes licenciados.
 - Agora, o Guia de Administração do Test Services e o Guia de Usuário estão localizados na mídia de instalação do OpenLab CDS 2.6 e OpenLab Server/ECM XT 2.6 em \Setup\Docs.
- Atualizações ao agendamento
 - É possível especificar uma data final para uma tarefa agendada.
 - Há um terceiro status para tarefas agendadas: Expirado – a tarefa agendada expirou e foi desativada.
- Atualizações às notificações
 - O usuário é capaz de selecionar notificações imediatas em erros e/ou avisos.
 - O usuário pode inserir um limite para o número de notificações imediatas.
- O Test Services usa comunicações https seguras por padrão.
- Atualizações ao teste de fluxo de trabalho
 - Verifica os registros de auditoria quando uma sequência foi editada.
- Test Services compatível nos sistemas em cluster.

Versão 3.3

Compatibilidade

A versão 3.3 do QualA é compatível com a versão 2.5 do OpenLab CDS e seus sistemas de armazenamento compatíveis.

Novos recursos

- Adição de suporte para estações de trabalho baseadas em arquivos.
- Adição do Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab.
 - Este teste verifica as operações com arquivos e pastas, check-in/check-out, assinaturas e efetua verificações de permissão no sistema de armazenamento configurado.
 - Suporta o OpenLab Server, OpenLab ECM XT, OpenLab ECM e sistemas de armazenamento baseados no Sistema de Arquivos Local.
- Adição de agendamento para testes do QualA.
 - É possível agendar testes a serem executados automaticamente em máquinas nas quais o QualA está instalado.
- Adição de notificações para testes do QualA.
 - É possível configurar o QualA para que envie um e-mail com o relatório resumido quando os testes de verificação forem executados.

Neste Livro

Este documento lista as principais alterações de recursos feitas em cada versão do Software Agilent QualA/Test Services.

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Edição 01/2024

Nº do documento: D0038064pt

