



Test Services

Guia de Administração

Avisos

Identificação do Documento

Nº do Documento: D0034254pt
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

Revisão de Software

Este guia é válido para a revisão 3.6 ou superior do programa 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.

AVISO

Um **AVISO** representa um perigo. Ele chama a atenção para uma prática, um procedimento operacional ou similares que, se não forem seguidos corretamente poderão resultar em lesões pessoais ou fatais. Não prossiga após uma indicação de **AVISO** até que as condições indicadas tenham sido totalmente compreendidas e atendidas.

Neste Guia

Este guia fornece procedimentos administrativos para assegurar que a ferramenta Agilent Test Services permaneça estável e funcione devidamente com o tempo. Este guia se destina ao administrador do sistema da ferramenta Test Services. É necessário um conhecimento administrativo básico sobre o software OpenLab CDS.

1 Introdução

Este capítulo descreve o Test Services e o licenciamento que habilita os testes do Test Services.

2 Administração

Este capítulo contém informações sobre as tarefas administrativas do Test Services.

3 Solução de Problemas

Este capítulo contém informações sobre como solucionar problemas e resolver mensagens de erro que ocorrem ao utilizar o Test Services.

Comunidade Agilent



Comunidade Agilent

Para obter respostas às suas dúvidas, junte-se a mais de 10.000 usuários na Comunidade Agilent. Analise os materiais de suporte selecionados e organizados por tecnologia de plataforma. Faça perguntas aos colegas e colaboradores do setor. Receba notificações sobre novos vídeos, documentos, ferramentas e webinars relevantes para o seu trabalho.

<https://community.agilent.com/>

Índice

1	Introdução	7
	Visão Geral	8
	Arquitetura do sistema Test Services	9
	Iniciar o Test Services	12
2	Administração	13
	Serviços instalados	14
	Licenciamento	15
	Funções e privilégios necessários do Test Services	16
	Funções e privilégios do Usuário Test Services	16
	Funções e privilégios necessários	17
	Funções e privilégios do Test Services no OpenLab ECM 3.x	19
	Logs	22
	Visualizar os logs do Test Services	22
	Configurar o Test Services	23
	Em caso de alterações na configuração do OpenLab CDS após a instalação do Test Services	23
	Em caso de alterações na autenticação após a instalação do Test Services	23
	Localização dos resultados de teste do Test Services	24
	OpenLab Server e ECM XT	24
	ECM 3.5 e 3.6	24
3	Solução de Problemas	25
	Solução de Problemas	26
	Resultados reportados como não aprovados	26
	Suspensão da sequência durante o teste de fluxo de trabalho	28
	Projetos e instrumentos do Test Services	29

A notificação por e-mail não está funcionando 29

Mensagens de Erro 30

Mensagens de erro do Test Services 30

Mensagens de erro do Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS 34

Visão Geral 8

Arquitetura do sistema Test Services 9

Iniciar o Test Services 12

Este capítulo descreve o Test Services e o licenciamento que habilita os testes do Test Services.

O Test Services é instalado automaticamente quando você instala o OpenLab CDS. Ele inclui um conjunto de testes de verificação que estão disponíveis sem uma licença. Test Services: Fluxos de trabalho e Test Services CDS: As licenças de Teste de armazenamento e Segurança do OpenLab permitem testes adicionais de verificação do CDS.

Para obter mais informações sobre como usar o Test Services, consulte o *Guia do Usuário Test Services*.

Visão Geral

O Test Services é instalado quando você instala o OpenLab CDS. Ele fornece uma estrutura para instalação e execução de testes de verificação. Alguns testes são instalados e ativados por padrão sem uma licença. O plug-in CDS do Test Services instalado contém testes que são específicos para o OpenLab CDS. Alguns desses testes requerem uma licença para serem executados.

Para obter informações sobre como instalar licenças, consulte **"Licenciamento"** na página 15.

NOTA

Todas as licenças aplicáveis estão incluídas nos sistemas da Workstation Plus do OpenLab CDS. Para outros produtos CDS, é necessário adquirir e instalar as licenças para executar os testes licenciados.

Arquitetura do sistema Test Services

Exemplos de implantação do Test Services em Estação de Trabalho CDS e Workstation Plus, são mostrados na **Figura 1**. Exemplos de implantação do Test Services em um ambiente Cliente/Servidor do OpenLab CDS com o OpenLab Server/ECM XT são mostrados na **Figura 2** e na **Figura 3**. Um exemplo de Test Services para o armazenamento de ECM é mostrado na **Figura 4**.

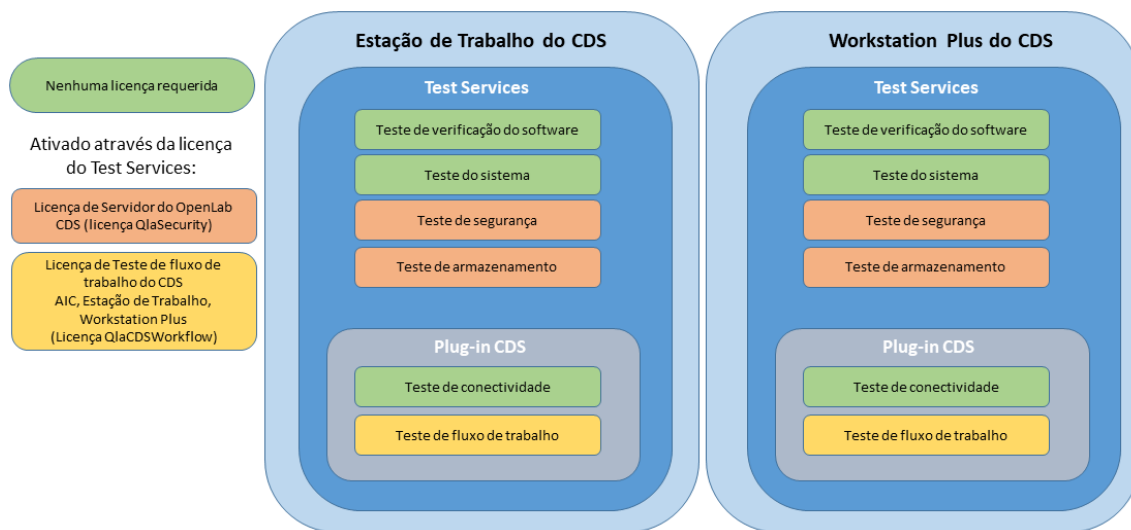


Figura 1. Test Services na Estação de Trabalho ou Workstation Plus

NOTA

A Workstation Plus do OpenLab CDS inclui todas as licenças Test Services. Para todos os outros sistemas, você deve adquirir licenças Test Services separadamente.

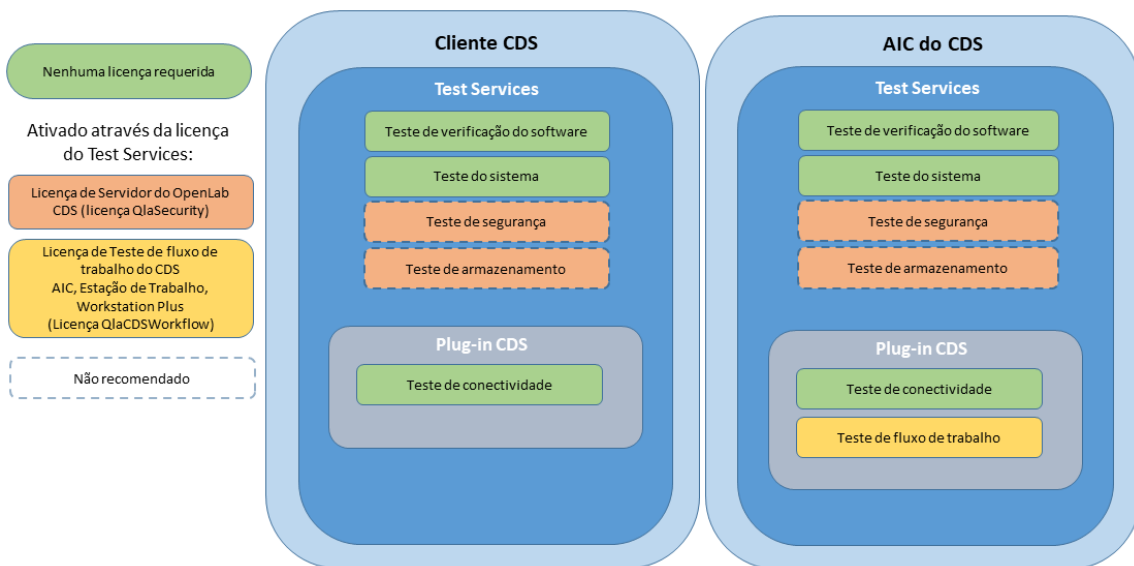


Figura 2. Test Services no Cliente e AIC do CDS

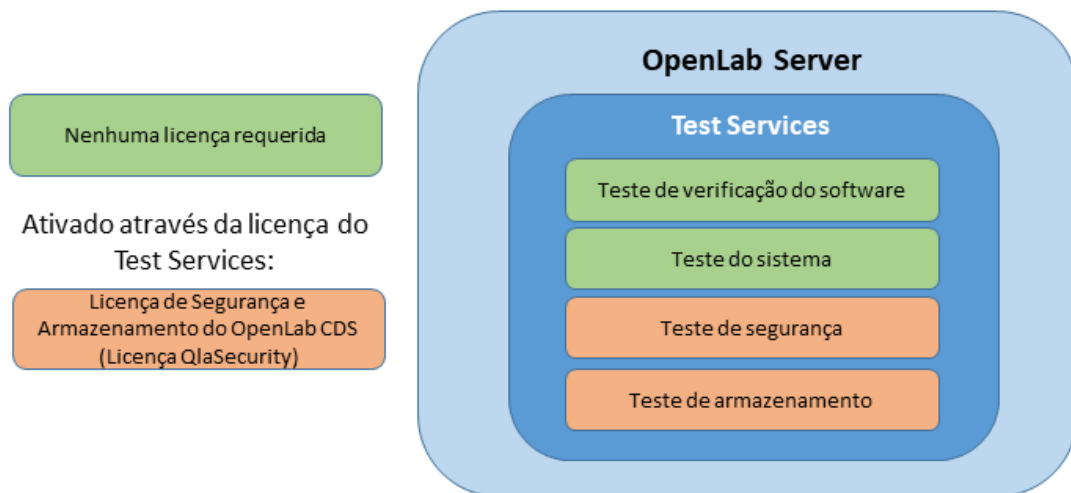


Figura 3. Test Services no OpenLab Server

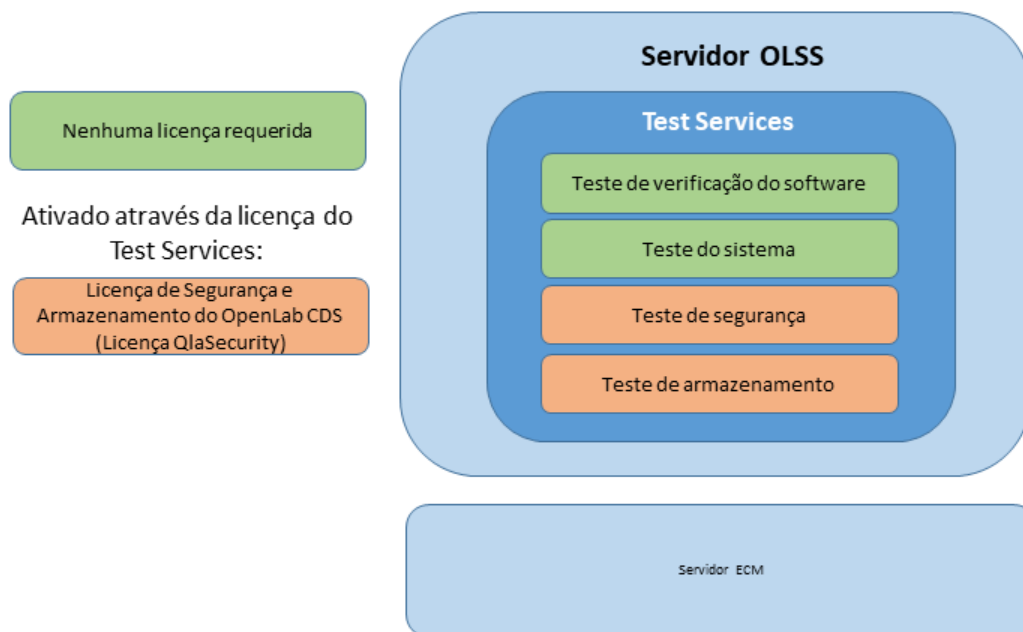


Figura 4. Test Services no OpenLab ECM

Iniciar o Test Services

O Test Services é acessado por meio de um navegador, visitando a URL que contém a máquina na qual o Test Services está instalado.

Para servidor, AIC, Workstation Plus e estações de trabalho, use

`https://hostname.domain.com/testservices`

ou

`https://localhost/testservices`

Em sistemas cliente, use

`https://localhost:52088/testservices` para acessar o Test Services localmente.

Para acessar o Test Services remotamente, use

`https://<<client-fqdn>>:52088/testservices`

Se houver um firewall no sistema cliente, certifique-se de que a porta 52088 esteja aberta.

Serviços instalados 14

Licenciamento 15

Funções e privilégios necessários do Test Services 16

Funções e privilégios do Usuário Test Services 16

Funções e privilégios necessários 17

Funções e privilégios do Test Services no OpenLab ECM 3.x 19

Logs 22

Visualizar os logs do Test Services 22

Configurar o Test Services 23

Em caso de alterações na configuração do OpenLab CDS após a instalação do Test Services 23

Em caso de alterações na autenticação após a instalação do Test Services 23

Localização dos resultados de teste do Test Services 24

OpenLab Server e ECM XT 24

ECM 3.5 e 3.6 24

Este capítulo contém informações sobre as tarefas administrativas do Test Services.

Serviços instalados

A instalação do Test Services cria um serviço do Windows chamado Agilent Test Services.

Para a Estação de Trabalho e Workstation Plus do OpenLab e para o OpenLab Server, também é criado o serviço de Gerenciamento Central do Agilent Test Services. O serviço Agilent Test Services instalado no servidor depende desse serviço.

Para verificar a operação do serviço, abra o comando Executar do Windows, digite `services.msc` e, em seguida, clique em **OK**.

O Test Services está definido para ser executado em uma conta do sistema local e não requer interação com a área de trabalho.

NOTA

O Agilent Test Services depende do serviço OpenLab Shared Services (OLSS) e também da maioria dos serviços do software OpenLab CDS para realizar operações. Ele mostrará a dependência do serviço registrado no serviço OLSS. Em casos de reconfiguração do sistema, certifique-se de que o serviço OLSS e o serviço Agilent Test Services sejam reiniciados, de modo a utilizar a nova configuração.

Licenciamento

Não é necessária licença para que os usuários façam login no Test Services, executem o Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab (SVT), Relatório do Sistema, Teste de Conectividade, visualizem os últimos resultados de teste ou acessem relatórios de execuções de teste anteriores. Contudo, para executar o Teste de Segurança do OpenLab e/ou o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab, a licença QlaSecurity deve estar disponível. Para executar o Teste de fluxo de trabalho, a licença QlaCDSWorkflow deve estar disponível. Cada máquina em que um teste licenciado é executado requer uma licença.

A licença é adquirida na primeira execução de um teste licenciado e permanece adquirida após a conclusão da execução do teste. (NÃO é liberada para o grupo de licenças após a conclusão do teste.)

As licenças do Test Services são instaladas a partir da opção Licenças, disponível na guia Administração no OpenLab Control Panel. Você deve instalar a licença antes de executar um teste licenciado. Caso o número de licenças que possui não seja suficiente, entre em contato com o suporte da Agilent para obter licenças adicionais.

O Test Services utiliza o mesmo subsistema de licenciamento do OpenLab CDS. No arquivo de licença, o nome do recurso para o Teste de segurança e o Teste do sistema de armazenamento é QlaSecurity e para o Teste de fluxo de trabalho o nome é QlaCDSWorkflow.

NOTA

A licença de inicialização de 60 dias do OpenLab CDS não é suficiente para executar os testes licenciados do OpenLab no Test Services. É necessário adquirir e instalar licenças específicas do Test Services para que os testes licenciados funcionem.

Se desejar desativar um servidor, desinstale o Test Services para que a licença Test Services retorne ao grupo de licenças disponíveis.

Para testes que requerem uma licença Test Services, a licença é adquirida quando o usuário clica no botão Iniciar para um teste licenciado. Uma mensagem de "Licença Adquirida" aparece ao lado do nome do teste.

Se não existirem licenças suficientes disponíveis para a execução do teste, o teste falhará na segunda etapa "Verificando a licença <nome da licença>".

Ainda será possível visualizar os resultados anteriores do Test Services.

Funções e privilégios necessários do Test Services

O Test Services utiliza a autenticação OpenLab Shared Services (OLSS). Para obter detalhes sobre como configurar diferentes provedores de autenticação, consulte o *Guia do Cliente e AIC do OpenLab CDS* ou o *Guia da Workstation Plus do OpenLab CDS*.

Para conhecer os privilégios do Test Services usando o OpenLab ECM, consulte **"Funções e privilégios do Test Services no OpenLab ECM 3.x"** na página 19.

NOTA

Não é necessário nenhum login do usuário para Estações de Trabalho sem autenticação, de modo que esta seção não se aplica.

Funções e privilégios do Usuário Test Services

Após a instalação, faça login como um usuário Admin do OLSS. No primeiro login, são criadas novas funções de projeto, Administrador Test Services e Usuário Test Services. São criados novos privilégios no OLSS: Executar o Test Services e Gerenciar Test Services. O Administrador Test Services possui todos os privilégios da função Usuário Test Services, além do privilégio Gerenciar Test Services. Por padrão, qualquer usuário com a função Tudo terá estes privilégios atribuídos automaticamente.

Os usuários sem a função "Tudo" deverão adicionar a função Usuário Test Services aos seus perfis através do OpenLab CDS Control Panel. No mínimo, a função Usuário Test Services permite que os usuários façam login no Test Services e executem o Relatório do Sistema e o Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab (SVT).

Poderá também definir um usuário de serviço para executar testes do Test Services. Caso um usuário do serviço seja definido para executar testes, outros usuários conectados poderão visualizar os resultados e iniciar testes. Todos os testes iniciados pelo usuário conectado são executados pelo usuário do serviço.

Caso nenhum usuário de serviço seja definido, qualquer usuário conectado com privilégios corretos poderá executar testes do Test Services. Para obter detalhes, consulte o *Guia de Usuário do Test Services*.

Para obter mais informações sobre como adicionar usuários ou atualizar funções e privilégios de usuários, consulte a ajuda Control Panel do OpenLab CDS.

Para conhecer os privilégios do Test Services usando o OpenLab ECM, consulte "**Funções e privilégios do Test Services no OpenLab ECM 3.x**" na página 19.

Tabela 1. Privilégios incluídos na função Test Services

Privilégios	Administrador Test Services	Usuário Test Services
Visualizar projeto ou grupo de projetos	x	x
Gerenciar projeto ou grupo de projetos	x	x
Editar conteúdo do projeto	x	x
Executar o Test Services	x	x
Gerenciar Test Services	x	

Funções e privilégios necessários

Os seguintes privilégios são necessários para executar o Test Services. Consulte o Guia de Usuário do Test Services para obter informações sobre quais testes do Test Services estão disponíveis em seu sistema.

NOTA

Para a Estação de Trabalho com *Autenticação*: *Nenhum* privilégio se aplica.

Tabela 2. Privilégios necessários para executar testes

Privilégios	Teste de Verificação de Instalação do Software	Relatório do Sistema	Teste de segurança	Teste de armazenamento	Teste de conectividade	Teste de fluxo de trabalho
Visualizar projeto ou grupo de projetos (incluído na função Usuário Test Services)	x	x	x	x	x	x
Gerenciar projeto ou grupo de projetos (incluído na função Usuário Test Services)	x	x	x	x	x	x
Editar conteúdo do projeto (incluído na função Usuário Test Services)	x	x	x	x	x	x
Executar o Test Services (incluído na função Usuário Test Services)	x	x	x	x	x	x
Gerenciar segurança			x	x*		
Visualizar o Registro de Atividades			x	x [‡]		x
Excluir conteúdo do projeto				x		
Visualizar instrumento ou local					x	x
Gerenciar instrumento ou local					x	x
Criar e modificar sequência						x
Executar instrumento						x
Editar sequências em execução feitas pelo próprio usuário						x
Ou						
Editar sequências em execução feitas por qualquer usuário						
Editar parâmetros sobrescritos do método						x

* Para a Estação de Trabalho com autenticação Interna/Domínio, o privilégio Gerenciar Segurança não é necessário para o teste de Armazenamento.

‡ Para a Estação de Trabalho com autenticação Interna/Domínio, o privilégio Visualizar o Registro de Atividades não é necessário para o teste de Armazenamento.

Funções e privilégios do Test Services no OpenLab ECM 3.x

No primeiro login, a função Usuário Test Services é criada no OpenLab ECM 3.x, contendo os seguintes privilégios:

Tabela 3. Privilégios da função Usuário Test Services no OpenLab ECM

Privilégios	Usuário Test Services
Conteúdo: Arquivo (Visualizar, Adicionar)	x
Conteúdo: Pasta (Visualizar, Adicionar)	x
Conteúdo: Filtragem de Arquivos (Editar)	x

Para usar o Test Services, os usuários devem estar presentes (criados/importados) no OpenLab ECM 3.x e no OLSS com seus privilégios atualizados para incluir a função Usuário Test Services.

Com estes privilégios, o usuário poderá fazer login no Test Services, visualizar o histórico, baixar relatórios, executar o Teste de verificação do software e o Relatório do Sistema.

Para obter mais informações sobre como adicionar usuários ou atualizar funções e privilégios de usuários no OpenLab ECM, consulte a ajuda online do OpenLab ECM.

Configuração do cliente/servidor com o OpenLab ECM 3.x

Os seguintes privilégios são necessários para executar os vários testes do Test Services para o OpenLab ECM.

Tabela 4. Privilégios necessários para executar testes do Test Services com o OpenLab ECM

Privilégios	Teste de Verificação de Instalação do Software	Relatório do Sistema	Teste de segurança	Teste de armazenamento	Teste de conectividade	Teste de fluxo de trabalho
Sistema: Administração do Serviço (Executar)			x			
Sistema: Registro de Auditoria (Visualizar)			x	x		
Sistema: Configuração de Funções (Visualizar, Editar)			x			
Sistema: Configuração de Usuários/Grupos (Visualizar, Editar)			x	x		
Sistema: Configuração da Filtragem (Editar)				x		
Sistema: Pesquisa Rápida (Executar)				x		
Conteúdo: Arquivo (Visualizar, Adicionar) – incluído na função Usuário Test Services	x	x	x	x	x	x
Conteúdo: Pasta (Visualizar, Adicionar) – incluído na função Usuário Test Services	x	x	x	x	x	x
Conteúdo: Filtragem de Arquivos (Editar) – incluído na função Usuário Test Services	x	x	x	x	x	x
Conteúdo: Arquivo (Excluir)				x		
Conteúdo: Associação de Arquivos (Visualizar, Adicionar)				x		
Conteúdo: Associação de Arquivos (Visualizar)						x
Conteúdo: Revisões de Arquivos (Visualizar)				x		x
Conteúdo: Pasta (Editar, Excluir)				x		

Tabela 4. Privilégios necessários para executar testes do Test Services com o OpenLab ECM (continuação)

Privilégios	Teste de Verificação de Instalação do Software	Relatório do Sistema	Teste de segurança	Teste de armazenamento	Teste de conectividade	Teste de fluxo de trabalho
Conteúdo: Propriedades de Acesso à Pasta (Editar)				x		
Conteúdo: Mover Arquivo (Executar)				x		
Conteúdo: Mover Pasta (Executar)				x		
Conteúdo: Rechaveamento do Arquivo (Executar)				x		
Gerenciar Segurança (privilégio OLSS)			x	x		
Visualizar registro de atividades (privilégio OLSS)			x	x		x
Visualizar instrumento ou localização (privilégio OLSS)					x	x
Gerenciar instrumento ou localização (privilégio OLSS)					x	x
Executar instrumento (privilégio OLSS)						x
Criar e modificar sequência (privilégio OLSS)						x
Editar sequências em execução feitas pelo próprio usuário (privilégio OLSS)						x
Ou						
Editar sequências em execução feitas por qualquer usuário (privilégio OLSS)						
Editar parâmetros sobrescritos do método (privilégio OLSS)						x

Logs

Visualizar os logs do Test Services

Os arquivos de log do Test Services estão em `C:\ProgramData\Agilent\LogFiles`. Note que `ProgramData` é uma pasta oculta.

O arquivo `TestServices.log` contém informações relativas a operações realizadas pelo Test Services e por seus plug-ins. Para uma solução de problemas mais simples, cada plug-in registra os eventos com etiquetas que indicam o teste que gerou os eventos.

É possível encontrar outro arquivo de log na máquina na qual o Gerenciamento Central do Test Services está instalado, em: `C:\ProgramData\Agilent\LogFiles\TestServices_cm{timestamp}.log`. Esse log pode ser usado para resolver problemas dos serviços do Gerenciamento Central do Test Services.

NOTA

Ao atualizar de uma versão do QualA anterior à v3.4, os nomes dos caminhos são alterados de QualA para Test Services. Ao atualizar usando um caminho personalizado, uma pasta Test Services é criada no caminho personalizado.

Configurar o Test Services

Esta seção descreve as ações de configuração que um administrador pode realizar.

Em caso de alterações na configuração do OpenLab CDS após a instalação do Test Services

Se certas alterações forem feitas na configuração do OpenLab CDS após a instalação do Test Services, será necessário executar uma ferramenta que crie a função Usuário Test Services e o privilégio Executar o Test Services no sistema:

```
C:\Program Files (x86)\Agilent Technologies\TestServices\
Agilent.TestServices.PrivilegeCreatorTool.exe <username>
<password> <domain>
```

As seguintes alterações na configuração requerem a execução da ferramenta:

- Após instalar o Test Services em um Cliente/AIC do CDS, o Cliente/AIC do CDS será reconfigurado para ser conectado a outro servidor OLSS.
- Após instalar o Test Services em uma Estação de Trabalho com Autenticação definida como **Nenhuma**, o provedor de autenticação será alterado para **Interno** ou **Domínio**.
- Após instalar o Test Services em um sistema cliente/servidor usando o OpenLab ECM 3.x com Servidor OLSS configurado para usar uma conta ECM, o Servidor OLSS será reconfigurado para usar outra conta no ECM.

Em caso de alterações na autenticação após a instalação do Test Services

Após efetuar uma alteração na autenticação, será necessário fazer login Test Services como usuário administrador. Isso atualizará automaticamente os agendamentos, notificações e parâmetros atuais.

Localização dos resultados de teste do Test Services

OpenLab Server e ECM XT

Para o OpenLab Server e ECM XT, os resultados dos testes do Test Services são salvos no Content Management, na pasta do projeto criada pelo Test Services: **Content > Test Services Project > Test Services Results**. Cada pasta dentro da pasta Test Services Results contém os arquivos de uma determinada execução de teste.

NOTA

Caso tenha atualizado de uma versão do QualA anterior à 3.4, suas pastas de resultados do QualA anteriores serão mantidas. Os testes executados após a atualização serão salvos em **Content > QualA Project > QualA Results**.

ECM 3.5 e 3.6

Para o ECM 3.5 e 3.6, os resultados dos testes do Test Services são salvos no ECM, na pasta do projeto criada pelo Test Services: **Content > TS > TS > Test Services Project > Test Services Results**. Cada pasta dentro da pasta Test Services Results contém os arquivos de uma determinada execução de teste.

Solução de Problemas 26

Resultados reportados como não aprovados 26

Suspensão da sequência durante o teste de fluxo de trabalho 28

Projetos e instrumentos do Test Services 29

A notificação por e-mail não está funcionando 29

Mensagens de Erro 30

Mensagens de erro do Test Services 30

Mensagens de erro do Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS 34

Este capítulo contém informações sobre como solucionar problemas e resolver mensagens de erro que ocorrem ao utilizar o Test Services.

Solução de Problemas

Resultados reportados como não aprovados

A tarefa principal do Test Services é garantir que o software OpenLab funcione conforme esperado. Espera-se, portanto, que o relatório resultante gere sempre os valores predefinidos com um resultado "Aprovado". Contudo, em raras ocasiões em que o software não funciona como esperado, o relatório apresentará o status "Falhou" ou "Não Disponível". Nesse caso, um administrador poderá realizar ações corretivas.

Status de falha do relatório

O Test Services pode apresentar um status de "Falhou" no relatório por inúmeros motivos, como (entre outros):

- Arquivos corrompidos do OpenLab CDS
- Incompatibilidade da instalação de atualização do Windows com o OpenLab CDS

Para minimizar esses problemas, realize as seguintes ações:

- Para verificar se o software (OpenLab CDS e Test Services) não foi modificado de forma incorreta, execute a ferramenta de verificação de software que é instalada com o OpenLab CDS.
- Execute o OpenLab CDS na máquina. Inicialize o OpenLab Control Panel, inicie um instrumento e tente realizar uma execução. Isso deve revelar se existem problemas com o CDS.
- Em ocasiões raras, a atualização do Windows pode resultar em uma incompatibilidade com versões anteriores do software, que é baseado no .NET Framework. Se esse for o caso, tente identificar a atualização do Windows que causou o problema e reverta suas alterações.

CUIDADO

Desinstalar uma atualização do Windows pode gerar implicações em termos de segurança ou de outro tipo. Antes de desinstalar uma atualização do Windows, certifique-se de que entendeu as implicações e os efeitos que ela pode causar no sistema. Execute um ponto de verificação de restauração do sistema e verifique se possui opções para restaurar o estado do sistema antes de desinstalar uma atualização.

Teste de Conectividade falhou

O status "Falhou" do Teste de Conectividade é exibido quando existe, pelo menos, um componente não conectado.

- Se executado com um AIC, o status "Falhou" do Teste de Conectividade é exibido quando existe, pelo menos, um instrumento não conectado.
- Se executado com um Cliente, o status "Falhou" do Teste de Conectividade é exibido quando não é possível pingar, pelo menos, um AIC no sistema a partir do Cliente.

Status de relatório "Não disponível"

Este status é mais comum do que o resultado "Falhou". Ele não significa necessariamente que algo está errado com o OpenLab CDS, porém, se ocorrer com frequência, é necessário verificar se as operações do OpenLab CDS não estão comprometidas.

O resultado "Não disponível" é apresentado quando:

- O teste não foi executado até ao fim (devido a um reinício de serviço ou outra ação semelhante).

Suspensão da sequência durante o teste de fluxo de trabalho

Ao executar o Teste de fluxo de trabalho em que a máquina está em um domínio, o Teste de fluxo de trabalho fica suspenso na etapa "Iniciando sequência <sequência>".

Para executar o Teste de fluxo de trabalho com sucesso, o serviço Test Services precisa ser executado na mesma conta de usuário que o serviço para instrumento.

NOTA

O usuário pode ou não ser uma conta de domínio. No caso de uma estação de trabalho que não é um domínio, esse usuário pode ser simplesmente uma conta de usuário do Windows local.

Realize as seguintes etapas para atualizar o serviço Test Services para utilizar o mesmo usuário usado para o serviço do instrumento:

- 1 Verifique a conta de usuário na qual o serviço do instrumento está sendo executado.
- 2 Faça login como um usuário do domínio do Windows que possua privilégios administrativos locais.
- 3 Acesse o **Painel de Controle > Todos os Itens do Painel de Controle > Ferramentas Administrativas** e clique duas vezes em **Serviços**.
- 4 Clique com o botão direito do mouse no **Serviço Agilent Test Services** e selecione **Propriedades**.
- 5 Clique na guia **Fazer Logon**, selecione **Esta conta** e insira as credenciais de login do usuário usado para o serviço do instrumento. Clique em **OK**.
- 6 A janela Serviços confirma se foi concedida à conta o direito **Log on Como Um Serviço**. Clique em **OK**.
- 7 Clique em **OK** na janela Serviços para confirmar que **O novo nome de logon não entrará em vigor até o serviço ser interrompido e reiniciado**.
- 8 Reinicie o serviço Agilent Test Services.
- 9 Faça login usando a mesma conta de usuário especificada na guia **Fazer Logon** da janela Propriedades do serviço Agilent Test Services.

Projetos e instrumentos do Test Services

O Test Services Project é criado durante a primeira execução de qualquer teste. Durante o Teste de Fluxo de Trabalho, o Test Services Project é configurado com parâmetros adicionais e o instrumento Test Services necessário é criado. Se, por algum motivo, eles forem excluídos ou alterados, o Test Services irá recriá-los na próxima execução.

A notificação por e-mail não está funcionando

Se as notificações por e-mail não estiverem funcionando, use os seguintes procedimentos para resolver o problema.

- Verifique se o e-mail está configurado corretamente no OpenLab CDS Control Panel. Caso não esteja, as notificações por e-mail falharão. Para obter informações sobre como configurar o e-mail, consulte a ajuda online do OpenLab CDS Control Panel.
- Envie um e-mail de teste a partir do OpenLab CDS Control Panel para verificar se as suas configurações de e-mail estão funcionando.
- Teste o e-mail a partir do Test Services.

a Configure as notificações por e-mail no Test Services.

b No navegador, digite a seguinte URL. Em sistemas cliente/servidor, o servidor é o endereço do OpenLab Server ou um servidor OLSS com back-end do ECM 3.x. Na Estação de Trabalho ou Workstation Plus, é a própria máquina:

```
https://<server:port>/openlab/testservicesserver/v1/health/email
```

Por exemplo,

```
https://localhost:52088/openlab/testservicesserver/v1/health/email
```

Isso envia um e-mail usando os valores padrão da página Notificação no Test Services. Ele usa as configurações de SMTP do OpenLab Control Panel.

Um e-mail de teste é enviado com o seguinte assunto: E-mail de teste do Test Services.

NOTA

O e-mail só pode ser enviado a partir de máquinas de servidor, Estações de Trabalho ou Workstation Plus (e não a partir de clientes ou AICs).

Mensagens de Erro

A seguir estão listadas todas as mensagens de erro que o Test Services pode gerar, com ações que podem ser tomadas para minimizar os problemas.

Mensagens de erro do Test Services

Conta expirada

- Verifique se a conta de usuário é válida no OpenLab CDS Control Panel.

O Test Services não conseguiu adquirir uma licença. Entre em contato com o administrador do sistema para resolver o problema.

- Verifique se possui uma licença válida para o Test Services no Control Panel do OpenLab CDS e se a licença não expirou.
- Verifique se possui licenças suficientes disponíveis. Se o número de licenças não for suficiente, entre em contato com o suporte da Agilent para obter licenças adicionais.
- Verifique se o software Flexera (sistema de terceiros para gerenciamento de licenças) está funcionando abrindo o seu painel. (Por padrão, ele encontra-se em `http://localhost:8090` para Servidor ou `http://localhost:8095` para Estação de trabalho e Workstation Plus, em que o localhost representa uma máquina com as informações de licenciamento.) Você deverá ver um recurso chamado QlaSecurity, com a quantidade correspondente de licenças obtidas.
- Reinicie os seguintes serviços do Windows do Agilent OpenLab: Servidor de Licenciamento, Suporte para Licenciamento, Shared Services, Test Services. (Para abrir a página de serviços, pressione o botão Windows + R, digite `services.msc` e, em seguida, pressione **Enter**.)

O serviço Test Services está desativado ou indisponível - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Este erro ocorre quando o serviço Windows do Test Services deixa de ser acessível, devido a erros de rede ou porque o próprio serviço parou. Certifique-se de que a porta ainda esteja aberta e que o serviço esteja ativo e em execução. Se necessário, reinicie o serviço do Windows (Agilent Test Services, em `services.msc`).

Nome de usuário ou senha incorretos

- Esta é uma exceção imposta pelo mecanismo de autenticação subjacente do Shared Services. Certifique-se de que o usuário inseriu o nome de usuário e a senha corretos na página de administração do OpenLab CDS Control Panel.

As credenciais de logon são inválidas ou expiraram

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **Nome de usuário ou senha incorretos**.

O provedor de autenticação não está disponível

- Esta é uma exceção imposta pelo mecanismo de autenticação subjacente do Shared Services. Verifique se o OpenLab CDS Control Panel não reporta erros e resolva os problemas localmente.

A conexão com o servidor falhou

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

Falha ao validar as credenciais

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O serviço OLSS não está disponível

As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O Test Services não consegue continuar a verificação - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O usuário possui a senha em branco

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O usuário está desativado

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O usuário está bloqueado temporariamente

As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O usuário deve alterar a senha

As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

O usuário não está mapeado, mas está autenticado

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para **O provedor de autenticação não está disponível**.

Privilégios insuficientes para executar Test Services

- O usuário que fez login não possui privilégio de acesso ao Test Services. Certifique-se de que o usuário possua a função Usuário Test Services. (Consulte "[Funções e privilégios necessários do Test Services](#)" na página 16.)

Test Services não consegue criar o Test Services Project - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Este erro pode ocorrer se o Content Management estiver indisponível ou se estiver disponível, mas existirem outros problemas no mesmo (por exemplo, espaço em disco, problemas de licenciamento ou problemas semelhantes). Certifique-se de que não existam problemas com o Content Management. Além disso, você pode tentar remover o projeto Test Services do Control Panel e ele será criado automaticamente na próxima vez que o Test Services for executado. Todos os resultados anteriores permanecerão intactos no Content Management.

O relatório não está disponível no armazenamento

- Este erro significa que o relatório em PDF não foi encontrado na pasta designada do Content Management. Certifique-se de que o usuário atual possua permissões para a pasta especificada na configuração do Test Services. Esta mensagem também pode ocorrer se o arquivo tiver sido removido diretamente usando o Content Management. Neste caso, reinicie a execução do Test Services.

As configurações do servidor de e-mail não estão definidas no painel de controle do software OpenLab

- O Test Services usa as configurações de e-mail do OpenLab Shared Services para enviar notificações por e-mail. Se este erro for exibido, acesse o OpenLab Control Panel e configure suas preferências de e-mail.

Mensagens de erro do Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS

Erro ao configurar o instrumento Test Services - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Esse erro pode ocorrer se o instrumento estiver atualmente em utilização. Certifique-se de que o instrumento não esteja atualmente em utilização. Caso não seja possível, exclua o instrumento, visto que ele será criado automaticamente na próxima vez que o Test Services for executado.

Test Services não consegue criar instrumento - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- As etapas de solução do problema são as mesmas usadas para [Erro ao configurar o instrumento Test Services - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência](#).

Erro ao configurar o Test Services Project - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Este erro pode ocorrer se o Content Management estiver indisponível ou se estiver disponível, mas existirem outros problemas no mesmo (por exemplo, espaço em disco, problemas de licenciamento ou problemas semelhantes). Certifique-se de que não existam problemas com o Content Management. Além disso, você pode tentar remover o projeto do Control Panel e ele será criado automaticamente na próxima vez que o Test Services for executado. Todos os resultados anteriores permanecerão intactos no Content Management.

Test Services project é necessário para a verificação do Test Services - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Este erro ocorre se o instrumento for encontrado, mas o projeto não. Como o Test Services cria ambos automaticamente, esta mensagem é exibida apenas se alguém tiver interferido no processo do Test Services durante a execução das etapas. Certifique-se de que o Test Services não seja interrompido no OpenLab CDS e, em seguida, tente novamente o Test Services.

O controlador de instrumento local válido é necessário para a verificação do Test Services - entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- Isto ocorre se o Controlador do Instrumento estiver indisponível ao configurar o instrumento Test Services. Verifique se o AIC está funcionando e tente novamente.

Erro ao enviar sequência – entre em contato com o administrador do sistema para obter assistência

- A corrida da sequência pode falhar por inúmeros motivos. Para obter mais informações, consulte os logs do Test Services no OpenLab CDS Control Panel > Administração > seção Diagnósticos.

Neste Livro

Administração do Agilent Test Services

- Licenciamento do Test Services
- Configuração de contas de usuário
- Solução de problemas

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2024
Nº do Documento: D0034254pt
01/2024

