



Test Services

Guia do Usuário

Avisos

Identificação do Documento

Nº do Documento: D0015138pt
Abril de 2022

Copyright

© Agilent Technologies, Inc. 2022

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 3.5 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.

Neste Guia

Este documento fornece instruções sobre como usar o programa 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. O QualA para o OpenLab CDS fornece licenças que permitem testes adicionais de verificação do CDS.

1 Introdução

Este capítulo fornece uma visão geral sobre como o Test Services funciona.

2 Usar o Test Services

Este capítulo fornece informações sobre como fazer login, executar testes de verificação e visualizar relatórios. Também descreve como agendar testes e configurar notificações por e-mail.

Índices

1	Introdução	5
	Visão Geral	6
2	Usar o Test Services	8
	Como usar o Test Services	9
	Licenciamento para Testes do QualA	9
	Fazer login no Test Services	9
	Navegação no Test Services	12
	Executar testes do Test Services	13
	Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab	15
	Relatório do Sistema	16
	Teste de segurança do OpenLab (Licença Requerida)	16
	Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab (Licença Requerida)	18
	Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS (Licença Requerida)	22
	Teste de Conectividade do OpenLab CDS	23
	Revisar relatórios do Test Services	25
	Conteúdo dos relatórios de teste	28
	Abortando a execução de teste	31
	Agendando testes do Test Services	32
	Criar um agendamento de teste	32
	Ativar ou desativar um agendamento de teste	36
	Alterar um agendamento de teste	36
	Excluir um agendamento de teste	37
	Notificações	38
	Configurando notificações por e-mail	38
	Desativando notificações	40
	Ativando notificações	40
	Relatórios de notificação	41

1

Introdução

Visão Geral 6

Este capítulo fornece uma visão geral sobre como o Test Services funciona.

Visão Geral

O Test Services fornece um mecanismo simples e totalmente automatizado para a verificação da funcionalidade do software e do sistema. O Test Services é constituído por framework de Test Services, com plug-ins opcionais que adicionam testes de verificação. Quando executado, o Test Services efetua uma série de testes seleccionáveis pelo usuário que confirmam se o sistema está funcionando como pretendido. Os testes do Test Services estão listados na **Tabela 1**. Alguns testes são instalados e ativados por padrão sem uma licença. Alguns testes são instalados, mas exigem uma licença QualA para serem executados.

NOTA

Ao executar o Test Services em um determinado componente do sistema (AIC, cliente, servidor) somente os testes que estão disponíveis nesse componente são acessíveis. Se um teste fizer parte de um plug-in que não está instalado, ele não será exibido.

Tabela 1 Testes disponíveis no Test Services

Teste	Tarefas executadas	Estação de Trabalho	Workstation Plus	Server/ ECM XT	Cliente	AIC
Relatório do Sistema	- Lista os aplicativos e patches instalados - Indica as alterações desde que o último relatório do sistema foi executado.	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
Teste de Segurança do OpenLab	- Confirma a aplicação da política de senha - Confirma a aplicação do acesso baseado em funções - Verifica registros de atividades	Disponível (autenticação Interno/Domínio) ou Desativado - sem autenticação) (licença requerida)	Disponível (licença requerida e incluída)	Disponível (licença requerida)	Não recomendado	Não recomendado

Tabela 1 Testes disponíveis no Test Services (continuação)

Teste	Tarefas executadas	Estação de Trabalho	Workstation Plus	Server/ECM XT	Cliente	AIC
Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab	Verifica a funcionalidade do sistema de armazenamento para armazenar, proteger e manter arquivos e pastas	Disponível (licença requerida)	Disponível (licença requerida e incluída)	Disponível para OpenLab ECM e ECM Server/XT (licença requerida)	Não recomendado	Não recomendado
Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab	Verifica a integridade dos binários do software Agilent instalados, executando a Ferramenta de Verificação de Software (SVT)	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível	Disponível
Teste de Fluxo de Trabalho (requer o plug-in OpenLab CDS)	Cria um projeto e um instrumento virtual (Data Player), envia uma sequência e verifica os algoritmos do software	Disponível (licença requerida)	Disponível (licença requerida e incluída)	Não disponível	Não disponível	Disponível (licença requerida)
Teste de Conectividade (Requer o plug-in OpenLab CDS)	- Conectividade de rede com todos os AICs do sistema - Conectividade com instrumentos configurados no AIC	Disponível	Disponível	Desativada	Disponível	Disponível

Também é possível criar um agendamento de teste para a execução automática dos testes selecionados. Se aplicável, também é possível selecionar o local de execução dos testes (por exemplo, em um cliente ou AIC).

Você também pode configurar notificações para enviar e-mails a usuários selecionados e notificá-los sobre a execução e os resultados do teste.

2

Usar o Test Services

Como usar o Test Services 9

Licenciamento para Testes do QualA 9

Fazer login no Test Services 9

Navegação no Test Services 12

Executar testes do Test Services 13

Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab 15

Relatório do Sistema 16

Teste de segurança do OpenLab (Licença Requerida) 16

Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab (Licença Requerida) 18

Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS (Licença Requerida) 22

Teste de Conectividade do OpenLab CDS 23

Revisar relatórios do Test Services 25

Conteúdo dos relatórios de teste 28

Abortando a execução de teste 31

Agendando testes do Test Services 32

Criar um agendamento de teste 32

Ativar ou desativar um agendamento de teste 36

Alterar um agendamento de teste 36

Excluir um agendamento de teste 37

Notificações 38

Configurando notificações por e-mail 38

Desativando notificações 40

Ativando notificações 40

Relatórios de notificação 41

Como usar o Test Services

O Test Services é iniciado ao abrir uma URL em um navegador da Internet para Test Services instalado em um AIC, Cliente, Servidor, Estação de Trabalho ou Workstation Plus do OpenLab CDS.

Este é um exemplo de uma URL para abrir a interface de usuário do Test Services:

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

Nos sistemas cliente, você deve usar `https://localhost:9092/` para acessar o Test Services localmente. Caso precise acessar o Test Services remotamente, use `https://<<client-fqdn>>:9092/`. Se houver um firewall no sistema cliente, certifique-se de que a porta 9092 esteja aberta.

Licenciamento para Testes do QualA

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. Para obter informações adicionais, consulte o *Guia de Administração do Test Services*.

Fazer login no Test Services

Depois de abrir a URL do Test Services no seu navegador, é exibida a página de login do Test Services.

NOTA

Se você estiver usando uma estação de trabalho baseada em arquivos com a autorização definida como "Nenhuma", o login não será necessário.

Digite um nome de usuário válido e a senha que você usa para fazer login no OpenLab CDS (e, se aplicável, um domínio) e, em seguida, clique em **Login**.

NOTA

Para o primeiro login após a instalação, o usuário deverá ter a função de administrador do OpenLab Shared Services, para permitir que o framework termine de se registrar no OpenLab Server.

Após o primeiro login, a função do Usuário Test Services é suficiente para fazer login, executar o Teste de Verificação de Instalação do Software e o Relatório do Sistema, bem como para visualizar resultados anteriores no histórico.

Para executar o Teste de Segurança e o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab, é necessária a função Administrador do Sistema com o privilégio Gerenciar Segurança associado.

Para obter informações sobre como editar uma conta de usuário para adicionar privilégios, consulte a ajuda online do OpenLab CDS e o *Guia de Administração do Test Services*.

Depois de fazer login, é exibida a página inicial do Test Services. Testes que não requerem licenças adicionais são exibidos na parte superior. Testes do QualA que requerem uma licença são exibidos em **Testes do QualA**.

Por padrão, são apenas exibidos testes recomendados. Para exibir todos os testes disponíveis, sejam eles recomendados ou não pela máquina na qual você executa o Test Services, clique em **Mostrar todos os testes**. Consulte "Testes disponíveis no Test Services" na página 6.

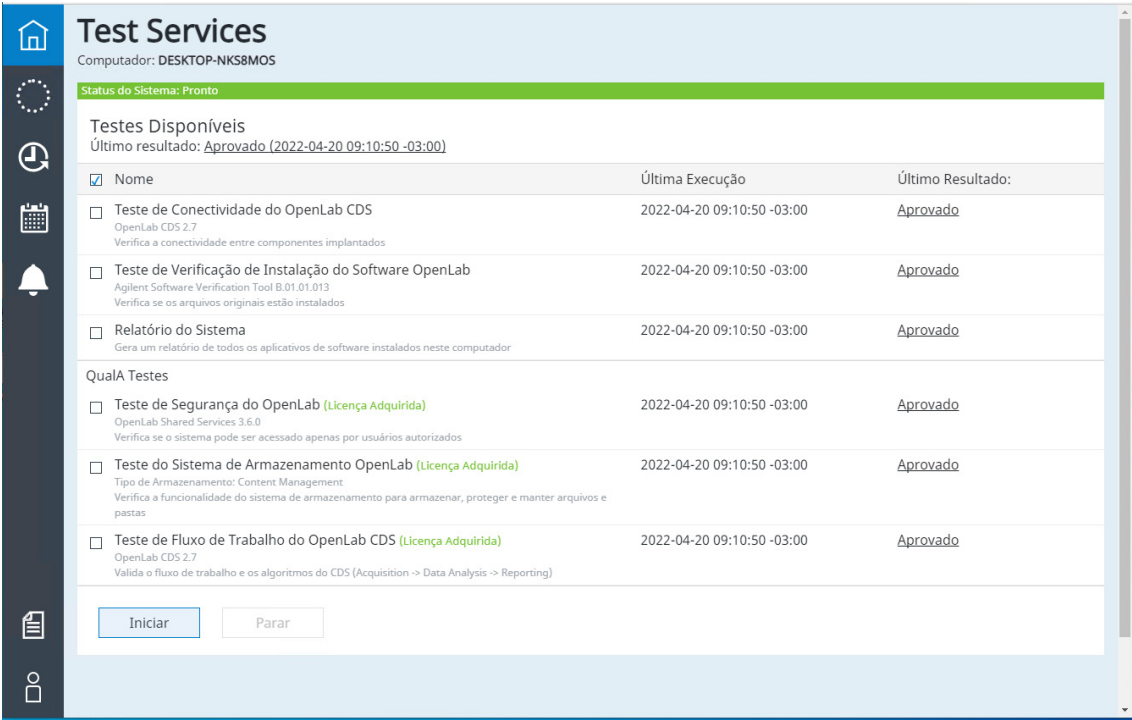


Figura 1. Página inicial do Test Services

NOTA

Quando é necessária uma licença, esta deve ser instalada antes de executar o teste. A licença é adquirida na primeira execução do teste e na exibição aparece Licença Adquirida.

A licença permanece adquirida após a conclusão da execução do Teste de Segurança ou do Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab. (NÃO é liberada para o grupo de licenças após a conclusão do Teste de Segurança ou do Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab.)

Se não existirem licenças suficientes disponíveis para a execução do teste, o teste falhará na etapa "Verificando a licença QlaSecurity".

Navegação no Test Services

No lado esquerdo da página inicial existe um painel de navegação no qual você pode selecionar as seguintes áreas de tarefas:



Página Inicial:

Exibe lista de testes selecionáveis pelo usuário. Depois de selecionar os testes desejados, você pode iniciá-los a partir desta janela. Você também pode visualizar os resultados da última execução e acessar relatórios da última execução.



Detalhes de Execução

Exibe a atual execução de teste em progresso com etapas detalhadas de progresso e o respetivo status.



Histórico de Execução

Exibe lista dos testes que foram efetuados. Você pode selecionar um intervalo de datas ou criar um filtro e abrir relatórios.



Agendamentos de Testes

Exibe uma lista dos agendamentos de testes atuais. Você pode criar, editar, ativar, desativar ou excluir agendamentos de testes.



Notificações

Exibe configurações de notificação. Você pode ativar, desativar e configurar as notificações para execuções de teste. Por padrão, as notificações estão desativadas.



Ajuda e documentação

Links para o Guia do Usuário e o Guia de Administração do Test Services.



Logout do usuário. O usuário é automaticamente desconectado devido à inatividade após o tempo limite definido na Política de Segurança do OpenLab Shared Services. Observação: Para estações de trabalho baseadas em arquivos com autenticação definida como "Nenhuma", este botão não é exibido.

Executar testes do Test Services

NOTA

O Test Services habilita os testes apenas quando os pré-requisitos mínimos para o teste são cumpridos. Por exemplo, o Teste de Verificação de Instalação do Software é desabilitado se a Ferramenta de Verificação de Software (instalada com o OpenLab CDS) não estiver presente no sistema.

Se você tiver plug-ins instalados, esses testes serão exibidos em **Testes Disponíveis**.

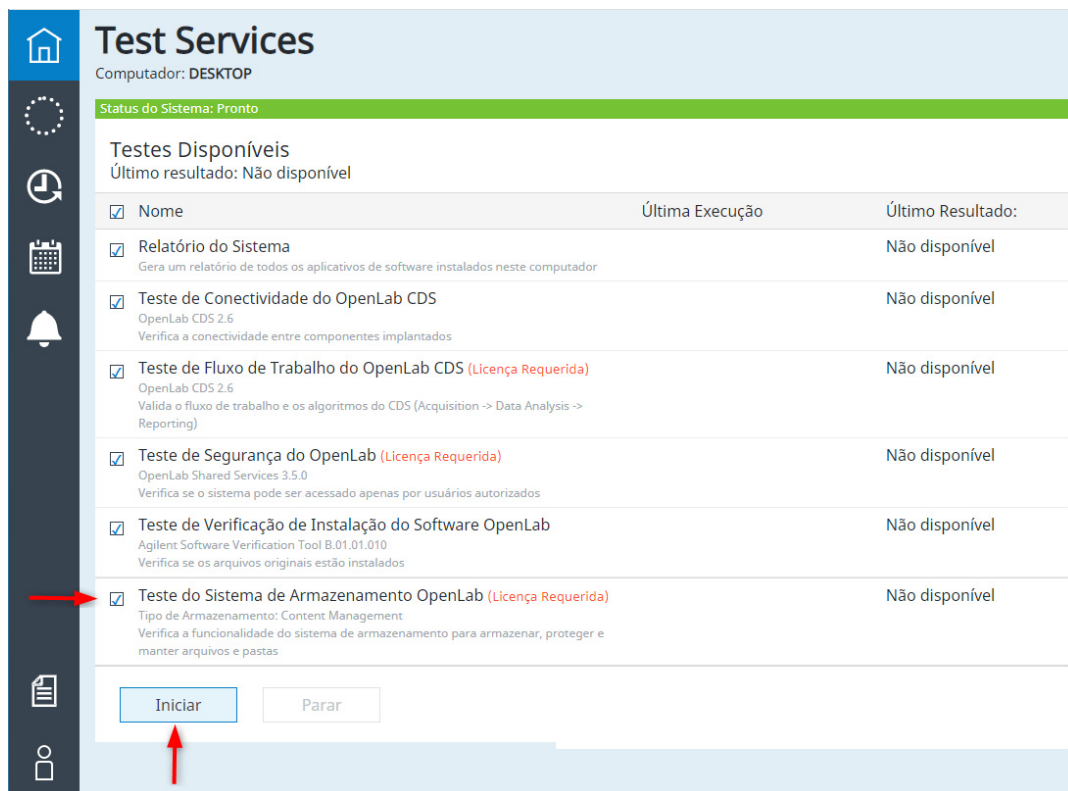
Para iniciar testes de verificação:

- 1 Na página inicial, selecione as caixas dos testes que deseja executar (**Figura 2**). Para selecionar todos os testes, clique na caixa junto do **Nome**.

NOTA

Você pode selecionar testes e iniciar a sua execução quando o Status do Sistema for *Pronto*. Se o status for *Executando* ou *Abortando*, é necessário aguardar até a execução estar concluída.

- 2 Clique em **Iniciar**.



Test Services
Computador: DESKTOP

Status do Sistema: Pronto

Testes Disponíveis
Último resultado: Não disponível

☒ Nome	Última Execução	Último Resultado:
☒ Relatório do Sistema Gera um relatório de todos os aplicativos de software instalados neste computador		Não disponível
☒ Teste de Conectividade do OpenLab CDS OpenLab CDS 2.6 Verifica a conectividade entre componentes implantados		Não disponível
☒ Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS (Licença Requerida) OpenLab CDS 2.6 Valida o fluxo de trabalho e os algoritmos do CDS (Acquisition -> Data Analysis -> Reporting)		Não disponível
☒ Teste de Segurança do OpenLab (Licença Requerida) OpenLab Shared Services 3.5.0 Verifica se o sistema pode ser acessado apenas por usuários autorizados		Não disponível
☒ Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab Agilent Software Verification Tool B.01.01.010 Verifica se os arquivos originais estão instalados		Não disponível
☒ Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab (Licença Requerida) Tipo de Armazenamento: Content Management Verifica a funcionalidade do sistema de armazenamento para armazenar, proteger e manter arquivos e pastas		Não disponível

Figura 2. Iniciar testes a partir da página inicial

Quando um teste é iniciado, o status do sistema na parte superior da página inicial muda para *Executando*, juntamente com as informações adicionais, como o número de testes na fila para execução.

- 3 Para visualizar o status dos testes selecionados, selecione a página **Detalhes de Execução**.

The screenshot shows the 'Test Services' web interface. On the left is a dark sidebar with icons for home, system status, history, calendar, notifications, and user profile. The main content area has a light blue header with the title 'Test Services' and 'Computador: DESKTOP'. Below this is a blue bar indicating 'Status do Sistema: Executando'. The 'Detalhes de Execução' section shows the start time '2020-12-10 11:53:49 +09:00' and duration '00:00:08'. A table lists the test steps:

Nome	Hora de Início	Etapa (2/2)	Status
Teste de Conectividade do OpenLab CDS	2020-12-10 11:53:50 +09:00	Verificando privilégios do usuário para executar este teste	Concluído
Relatório do Sistema	2020-12-10 11:53:50 +09:00	Gerando relatório	Concluído
Teste de Segurança do OpenLab			

Below the table is a 'Parar' button.

Figura 3. Os Detalhes de Execução exibem o progresso dos testes

4 Clique no teste para visualizar seu progresso/status (Pendente/Em progresso/Concluído/Abortando).

5 Para abortar os testes, clique em **Parar**.

É fornecida uma descrição de cada teste na seção a seguir.

Teste de Verificação de Instalação do Software OpenLab

Verifica a integridade dos binários do software Agilent instalados, executando a Ferramenta de Verificação de Software (SVT). Este teste está disponível para todos os sistemas.

Relatório do Sistema

Gera um relatório do sistema mostrando todos os softwares instalados, incluindo quaisquer atualizações instaladas na máquina com a data de instalação e informações sobre a versão. Ele também destaca as alterações do período anterior em que o Relatório do Sistema foi gerado. Este teste está disponível para todos os sistemas.

Teste de segurança do OpenLab (Licença Requerida)

O Teste de Segurança do OpenLab executa o seguinte.

NOTA

Se você estiver usando o provedor de autenticação Domínio, deverá configurar o Teste de Segurança antes que ele esteja disponível. Para obter informações adicionais, consulte "**Configurar o Teste de Segurança do OpenLab**" na página 17.

Para este teste, dois usuários são criados e importados para o sistema: administrador e não administrador.

Em seguida, usando os usuários criados/importados, os seguintes testes de segurança são executados no OpenLab Shared Services (OLSS):

- Verificação de login com credenciais de usuário válidas no OpenLab Shared Services
- Verificação de login com credenciais inválidas no OpenLab Shared Services
- Verificação de que muitas tentativas de login inválidas bloqueiam um usuário
- Verificação de que o administrador pode desbloquear qualquer usuário bloqueado
- Verificação do acesso administrativo baseado em funções do usuário administrador no OpenLab Shared Services
- Verificação do acesso limitado baseado em funções do usuário não administrador no OpenLab Shared Services
- Verificar políticas de senha no OpenLab Shared Services (apenas Interno)
- Verificar entradas do log de atividades para as ações executadas durante os testes no OpenLab Shared Services

No caso do Content Management, são executados os seguintes testes de segurança:

- Criar/Importar usuários no OpenLab Shared Services -
- Verificação das políticas de senha no OpenLab Shared Services (apenas interno)
- Verificação de login no OpenLab Shared Services
- Acesso baseado em funções no OpenLab Shared Services
- Limpeza: remove usuários de teste do OpenLab Shared Services. Para a autenticação do Domínio, os usuários de teste são removidos apenas por opção do usuário.
- Verificar as entradas do log de atividades para os testes realizados.

Para o OpenLab ECM, são executados os seguintes testes de segurança

- Criar usuários no OpenLab ECM
- Verificação de login em relação ao OpenLab ECM
- Verificação do acesso baseado em funções em relação ao OpenLab ECM
- Importar usuários no OLSS
- Verificação de login em relação ao OLSS
- Verificação do acesso baseado em funções em relação ao OLSS
- Limpeza: remove usuários do OLSS e desabilita contas de usuários no OpenLab ECM
- Se os logs de atividades estiverem ativos no OpenLab ECM, eles serão verificados para todos os testes.

Configurar o Teste de Segurança do OpenLab

Se você estiver usando o provedor de autenticação Domínio, o Teste de Segurança do OpenLab precisa ser configurado antes de ficar disponível para execução. Nesse caso, você verá um botão **Configurar** abaixo do Teste de Segurança do OpenLab na página inicial. Clique no botão para abrir um formulário de Configuração de Teste. No formulário, insira as credenciais de usuário para usuários de teste (usuário administrador e não administrador) que o teste usará para a sua execução.

Você também pode optar por remover os usuários de teste do sistema ao final do teste. Os dados inseridos também podem ser salvos para uso posterior.

A configuração é realizada uma vez e aplicada globalmente a todas as máquinas em um ambiente cliente/servidor.

NOTA

Se o usuário conectado no momento estiver definido como usuário de teste e você optar por remover os usuários no final do teste, o teste falhará. O sistema não permite a remoção de usuários de teste que estejam conectados ao sistema. (Por exemplo, remover-se do sistema cria um erro.)

NOTA

Nos ambientes cliente/servidor, quando o administrador Test Services define essas informações em uma máquina, elas aparecem em todas as máquinas dentro de 3 minutos.

Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab (Licença Requerida)

Este teste executa testes ligeiramente diferentes dependendo do tipo de sistema de armazenamento que você está usando. Confira as seguintes descrições do que é testado para cada tipo de armazenamento.

NOTA

Se você estiver usando o provedor de autenticação Domínio, deverá configurar o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab antes que ele esteja disponível. Para obter informações adicionais, consulte "[Configurando o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab](#)" na página 20.

Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab no OpenLab ECM

O Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab executa o seguinte para o OpenLab ECM:

- Verifica se uma estrutura de pastas pode ser criada
- Verifica se um arquivo pode ser carregado
- Verifica se um arquivo pode ser baixado e se a integridade é mantida
- Verifica se um arquivo pode ser movido para outra pasta
- Verifica se um arquivo pode ser atribuído a atributos definidos pelo usuário e se são mantidos
- Verifica se os arquivos podem ser associados e se as associações podem ser exibidas
- Verifica se um usuário não pode modificar e efetuar o check-in de um arquivo já em check-out por outro usuário

- Verifica se a versão do arquivo aumenta após o check-in bem-sucedido
- Verifica se um usuário não pode assinar um arquivo já em check-out por outro usuário
- Verifica se um arquivo não pode ser assinado por um usuário sem permissões suficientes para assinar arquivos
- Verifica se um arquivo pode ser assinado por um usuário com permissões suficientes para assinar arquivos
- Verifica se a pesquisa rápida com a chave de pesquisa existente localiza um arquivo
- Verifica se a pesquisa rápida com a chave de pesquisa inexistente não retorna nenhum resultado
- Verifica se uma pasta pode ser clonada
- Verifica se uma pasta pode ser movida para outra pasta
- Verifica se uma pasta pode ser renomeada
- Verifica se uma pasta pode ser excluída por um usuário com permissões suficientes para excluir pastas
- Verifica se uma pasta não pode ser excluída por um usuário sem permissões suficientes para excluir pastas
- Verifica as entradas do log de atividades para as ações executadas durante os testes

Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab no OpenLab Server/ECM XT

O Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab executa o seguinte para o OpenLab Server/ECM XT:

- Verifica se uma estrutura de pastas pode ser criada
- Verifica se um arquivo pode ser carregado
- Verifica se um arquivo pode ser baixado e se a integridade é mantida
- Verifica se um arquivo pode ser movido para outra pasta
- Verifica se um usuário não pode fazer check-out de um arquivo em que já foi feito o check-out por outro usuário
- Verifica se o número da versão de um arquivo aumenta após o check-in bem-sucedido
- Verifica se um usuário pode assinar um arquivo já em check-out por outro usuário
- Verifica se um arquivo não pode ser assinado por um usuário sem permissões suficientes para assinar arquivos

- Verifica se um arquivo pode ser assinado por um usuário com permissões suficientes para assinar arquivos
- Verifica se a pesquisa de arquivos com a chave de pesquisa existente localiza um arquivo
- Verifica se a pesquisa de arquivos com a chave de pesquisa inexistente não retorna nenhum resultado
- Verifica se uma pasta com um conteúdo pode ser copiada
- Verifica se uma pasta pode ser movida para outra pasta
- Verifica se uma pasta pode ser renomeada
- Verifica se uma pasta pode ser excluída por um usuário com permissões suficientes para excluir pastas
- Verifica se uma pasta não pode ser excluída por um usuário sem permissões suficientes para excluir pastas
- Verifica as entradas do log de atividades para as ações executadas durante os testes de check-in/check-out e assinatura de arquivos no OpenLab ECM Server/XT

Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab na estação de trabalho baseada em arquivos

O Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab executa o seguinte para as estações de trabalho baseadas em arquivos:

- Verifica se uma estrutura de pastas pode ser criada
- Verifica se um arquivo pode ser carregado
- Verifica se um arquivo pode ser baixado e se a integridade é mantida
- Verifica se um arquivo pode ser movido para outra pasta
- Verifica se um arquivo pode ser copiado
- Verifica se um arquivo pode ser renomeado
- Verifica se uma estrutura de pastas pode ser excluída

Configurando o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab

Para o Content Management, se você estiver usando o provedor de autenticação Domínio, o Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab precisa ser configurado antes de ficar disponível para execução. Nesse caso, você verá um botão Configurar abaixo do Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab na página inicial.

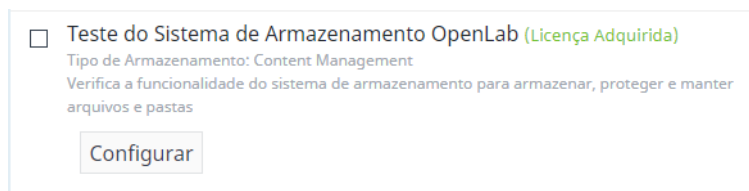


Figura 4. Botão Configurar do Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab

A configuração é realizada uma vez e aplicada globalmente a todas as máquinas em um ambiente cliente/servidor.

Para o Content Management com a autenticação Domínio

- 1 Clique em **Configurar** para abrir o formulário de Configuração do Teste.
- 2 Insira as credenciais de usuário para usuários de teste (usuário administrador e não administrador Test Services) que o teste usará para a sua execução.
- 3 Opte por remover os usuários de teste do sistema no final do teste. (Opcional)
- 4 Clique em **OK**.

NOTA

Nos ambientes cliente/servidor, quando o administrador Test Services define essas informações em uma máquina, elas aparecem em todas as máquinas dentro de 3 minutos.

Para o OpenLab ECM como um provedor de armazenamento

- 1 Clique em **Configurar** para abrir o formulário de Configuração do Teste.
- 2 Por padrão, é selecionado **Verificar a pesquisa rápida fazendo o upload de um arquivo e procurando por ele**. O teste deve aguardar o arquivo ser processado e indexado antes de poder procurá-lo. É possível alterar o tempo de espera do processamento e indexação do arquivo antes de atingir o tempo limite. (O padrão é 300 segundos; o valor máximo é 9999 segundos)
- 3 Clique em **OK**.

Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS (Licença Requerida)

Durante o Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS, o Test Services cria um projeto e um instrumento virtual (Data Player) e envia uma sequência para verificar os algoritmos do software.

O Test Services usa conjuntos de arquivos de referência, que são válidos para a versão atual do OpenLab CDS. Todos os arquivos necessários, incluindo os modelos de relatório, sequências e métodos de aquisição e processamento, são implementados quando o Test Services é instalado.

No final dos testes de fluxo de trabalho, são criadas uma Avaliação de Algoritmo do Test Services e um Relatório de Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS. Um resumo do Relatório de Avaliação de Algoritmo do Test Services também é incluído no Relatório Resumido.

Licença requerida para o Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS

Para executar o Teste de fluxo de trabalho, a licença QlaCDSWorkflow deve estar disponível. Cada máquina em que o Teste de fluxo de trabalho é executado requer uma licença QlaCDSWorkflow. A licença é adquirida na primeira execução do Teste de fluxo de trabalho e permanece adquirida após a conclusão da execução do Teste de fluxo de trabalho. (NÃO é liberada para o grupo de licenças após a conclusão do Teste de fluxo de trabalho.)

Se não existirem licenças suficientes disponíveis para a execução do teste, o teste falhará na etapa "Verificando a licença QlaCDSWorkflow".

As licenças do QualA são instaladas a partir da opção Licenças, disponível na guia Administração no Control Panel do OpenLab. Caso o número de licenças que possui não seja suficiente, entre em contato com o suporte da Agilent para obter licenças adicionais. Para obter detalhes sobre como instalar as licenças do OpenLab, consulte a ajuda do OpenLab Control Panel.

Funções e privilégios necessários

Para obter informações sobre as funções e privilégios necessários para executar esse teste, consulte o tópico sobre funções e privilégios necessários no *Guia de Administração do Test Services*.

Tarefas de fluxo de trabalho executadas

O Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS efetua o seguinte:

- Confirma o fluxo de trabalho e os algoritmos do CDS: Aquisição > Análise de Dados > Relatórios.
- Executa uma sequência de 18 linhas padrão usando o Data Player como instrumento e compara os valores gerados e esperados.
- Verifica a capacidade de enviar e executar uma sequência e confirma se o relatório gerado é consistente com os resultados esperados.
- Edita a sequência em execução para alterar o parâmetro personalizado da amostra e fazer uma alteração em um método
- Edita a sequência em execução para alterar o método de aquisição
- Verifica o rastreamento do registro de auditoria das alterações feitas nas sequências e métodos enquanto a sequência está sendo adquirida.

Teste de Conectividade do OpenLab CDS

Em um cliente, esse teste verifica a conectividade aos AICs no sistema. Em um AIC, Estação de trabalho e Workstation Plus, este teste verifica a conectividade aos instrumentos configurados no AIC.

Funções e privilégios necessários

Para obter informações sobre as funções e privilégios necessários para executar esse teste, consulte o tópico sobre funções e privilégios necessários no *Guia de Administração do Test Services*.

Tarefas de conectividade executadas

O Teste de Conectividade do OpenLab CDS efetua o seguinte:

- Confirma a conectividade da rede entre componentes: Cliente > AIC.
- Em um cliente, esse teste verifica a conectividade aos AICs no sistema. Em um AIC, Estação de Trabalho ou Workstation Plus, este teste verifica a conectividade aos instrumentos configurados na máquina.
- Não aplicável a servidores.

NOTA

Caso alguns instrumentos não estejam conectados, será exibida a seguinte mensagem: "Um ou mais instrumentos não estão conectados a este AIC", incluindo a lista de instrumentos não conectados ao AIC.

Se esta mensagem for exibida, conecte quaisquer instrumentos desconectados antes da execução do teste. Se existir, pelo menos, um instrumento não conectado, o teste falhará.

Revisar relatórios do Test Services

Quando uma execução de teste estiver concluída, os resultados do teste serão disponibilizados na página inicial ou na página Histórico de Execução, juntamente com as execuções de testes anteriores.

Acessar relatórios a partir da página inicial

Para visualizar os relatórios do último conjunto de testes, clique no link junto a Último resultado: exibido em Testes Disponíveis. Por exemplo,

Último resultado: Aprovado (2018-10-05 11:39:58 +02:00)

O link abre uma lista de todos os relatórios gerados na última execução de teste, incluindo o Relatório Resumido.

Por exemplo, se você executou o Relatório de Segurança e o Relatório do Sistema em uma execução, este link deverá exibir o Relatório de Teste de Segurança, o Relatório do Sistema e o Relatório Resumido.

Para visualizar os relatórios da execução de um teste específico, clique no link Último Resultado desse teste.

O link abre uma lista de todos os relatórios gerados por este teste específico (a partir do exemplo anterior, clicar no link do **Teste de Segurança** apresenta apenas o Relatório do Teste de Segurança e não o Relatório Resumido).

Acessar relatórios a partir da página Histórico de Execução

A página Histórico de Execução fornece uma tabela contendo os resultados do teste. Estão incluídas a data e a hora em que o teste foi executado, o usuário que executou o teste, o resultado do teste (Aprovado/Falhou/Abortado) e a localização onde os relatórios estão armazenados no Content Management ou no OpenLab ECM.

NOTA

Para estações de trabalho baseadas em arquivos, o usuário que executou o teste não é exibido.

Test Services
Computador: DESKTOP

Histórico de Execução

Intervalo de Datas
De 2020-11-10 até 2020-12-10
Usuário
Resultado

Filtrar Limpar

Tempo de Execução ▼	Usuário	Resultado	Relatórios
2020-12-10 13:50:33 +09:00	admin	Aprovado	DESKTOP-3C7Q20R-2020-12-10 01-50-33-03-00-P
2020-12-10 11:53:57 +09:00	admin	Aprovado	DESKTOP-3C7Q20R-2020-12-09 23-53-57-03-00-P
2020-12-10 11:52:41 +09:00	admin	Aprovado	DESKTOP-3C7Q20R-2020-12-09 23-52-41-03-00-P

Figura 5. Histórico de Execução

Filtrar os resultados

Você pode filtrar os testes exibidos usando um ou mais dos campos exibidos.

- 1 Em Intervalo de Datas, selecione datas **De** e **Até** para exibir apenas os testes que foram executados durante esse intervalo de datas. Por padrão, são apresentados todos os status de todos os usuários do último mês.
- 2 Em Usuário, digite o nome do usuário que executou o teste. (Não disponível para estações de trabalho baseadas em arquivos.)
- 3 Em Resultado, clique na seta para baixo e selecione o resultado para aplicar ao filtro. As opções incluem Aprovado, Falhou, Todos e Abortado.
- 4 Para aplicar o filtro selecionado, clique em **Filtrar**.
- 5 Para limpar os critérios de filtragem atuais e repor os padrões, clique em **Limpar**.

Visualizar os relatórios disponíveis para um teste

- 1 Na lista de testes executados, clique em um teste para exibir os relatórios disponíveis (Figura 6).

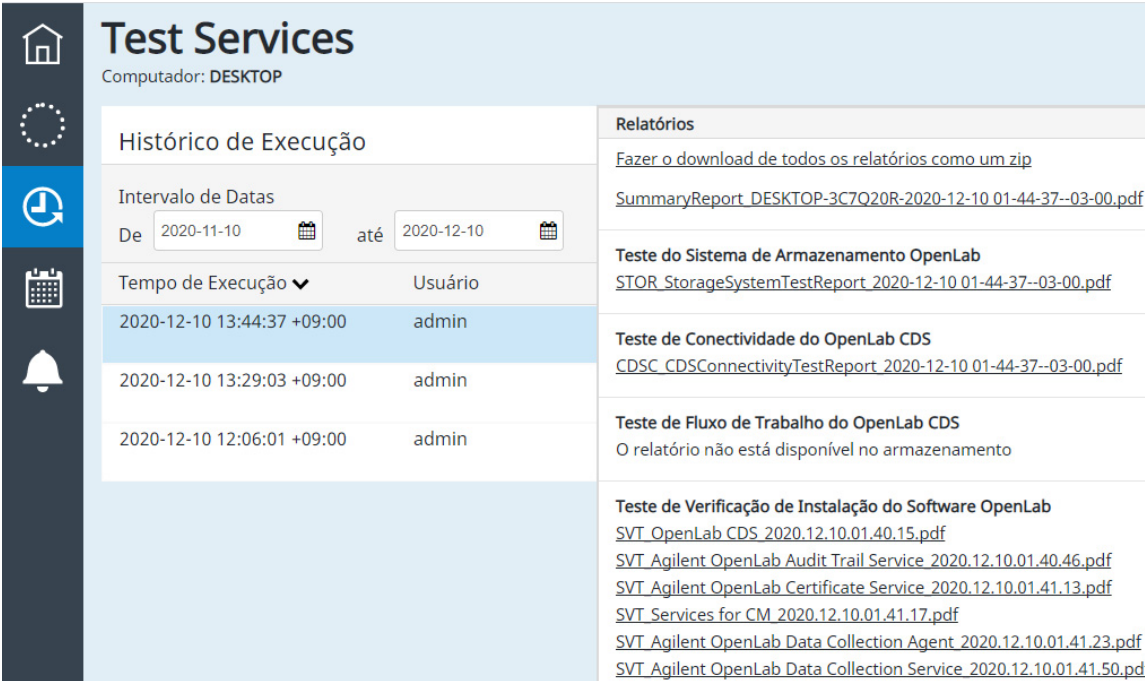


Figura 6. Relatórios disponíveis para o teste selecionado

- São listados os relatórios disponíveis, juntamente com o resultado do teste (Aprovado, Falhou, Abortado).
- a O link na parte superior, em "Fazer o download de todos os relatórios como um zip", baixa um arquivo ZIP que contém todos os relatórios gerados por testes na execução de teste selecionada, incluindo o Relatório Resumido. Clique no link para baixar o arquivo ZIP para a sua máquina local, onde você pode extrair os relatórios e visualizá-los.
 - b Para visualizar um relatório, clique no nome do relatório. O relatório é baixado para a sua máquina local, onde você pode abri-lo e visualizá-lo.

Conteúdo dos relatórios de teste

Os seguintes relatórios de teste estão disponíveis a partir da estrutura Test Services.

Comum a todos os relatórios

- Nome do host, Usuário e Resultado geral do teste (aprovado, falhou, indisponível)

Relatório do sistema

Este relatório contém informações sobre a versão de tudo o que está atualmente instalado na máquina host. São destacadas quaisquer alterações efetuadas desde a última vez que este relatório foi executado. O relatório contém seções para

- Detalhes do Sistema
- Resumo das alterações detectadas
- Aplicativos de software
- Atualizações

Relatório de Teste de Segurança OpenLab

Este relatório contém resultados do Teste de Segurança do OpenLab:

- Nome e versão do produto (se disponível)
- Detalhes da configuração de autenticação – Interno, Domínio ou ECM
- Usuários de teste e respectivas funções
- Resultados dos testes

Relatório de Verificação de Instalação do Software

Para cada componente do software OpenLab, é gerado um relatório SVT separado que contém:

- Detalhes do aplicativo de software
- Resumo dos resultados para
 - Relatório Resumido de Arquivos
 - Relatório Resumido de Arquivos GAC
 - Relatório Resumido do Registro de Arquivos

- Relatório Resumido do Registro
- Todos os arquivos instalados
 - Caminho de instalação completo
 - Versão instalada

Relatório de Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab

O Relatório de Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab contém as seguintes informações:

- Tempo de execução do teste
- Um usuário que executou o teste
- Nome do host
- Resultado geral do teste
- Produto e versão do teste (OpenLab ECM ou Content Management)
- Configuração do produto (provedor de autenticação, logs de atividades Ligar/Desligar etc.)
- Usuários de teste e funções atribuídas
- Detalhes da configuração do teste
- Procedimento de teste e etapas com status (Aprovado/Falhou)
- Verificações dos logs de atividades

Relatório Resumido

O relatório resumido contém um resumo dos resultados de todos os testes executados em uma determinada data e hora.

Relatório de Teste de Conectividade do OpenLab CDS

Este relatório é gerado apenas quando você possui o Plug-in OpenLab CDS instalado. Ele é gerado quando o Teste de Conectividade do OpenLab CDS é executado.

O relatório de Teste de Conectividade do CDS contém os resultados da verificação da comunicação entre diferentes componentes e instrumentos do OpenLab.

Relatório de Avaliação de Algoritmo (Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS)

Este relatório é gerado apenas quando você executa o Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS. Ele contém a avaliação de todos os algoritmos verificados pelo teste, incluindo o resultado esperado, o resultado observado e o status (aprovado ou falha, por exemplo).

Relatório de Teste de Fluxo de Trabalho

Este relatório é gerado apenas quando você executa o Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS. Ele contém verificações do fluxo de trabalho e algoritmos do CDS (aquisição > análise de dados > relatórios).

Abortando a execução de teste

Você pode abortar o processo de execução de teste a partir da página inicial ou da página Detalhes de Execução.

Para abortar o processo de teste do Test Services a partir da página inicial

- Clique no botão **Parar**.

Para abortar um teste na página Detalhes de Execução

- Clique em **Parar**.

A interrupção pode não ocorrer imediatamente. Quando ocorrer, a etapa atual na tabela irá mostrar que o teste está Abortando.

NOTA

O botão Parar aborta toda a execução de teste e não apenas um teste.

Para parar um teste, é necessária apenas a permissão Executar o Test Services. (Para iniciar um teste, é necessária a permissão Executar o Test Services juntamente com quaisquer outras permissões exigidas pelo teste.)

O que acontece quando você aborta a execução de teste

- O Status do Sistema muda para "Abortando" durante o processo de abortamento.
- Os testes com o status Pendente e Executando mudam para "Abortando". (Os testes concluídos continuam com o status "Concluído".)
- O Relatório Resumido é criado com o status "Abortado".
- Os testes que não foram concluídos devido ao interrompimento da execução de teste apresentam o resultado "Não Disponível".
- Os testes que foram concluídos apresentam o resultado "Aprovado" ou "Falhou" e os relatórios gerados por estes testes podem ser baixados e visualizados.

Agendando testes do Test Services

É possível agendar testes a serem executados automaticamente em máquinas nas quais o Test Services está instalado.

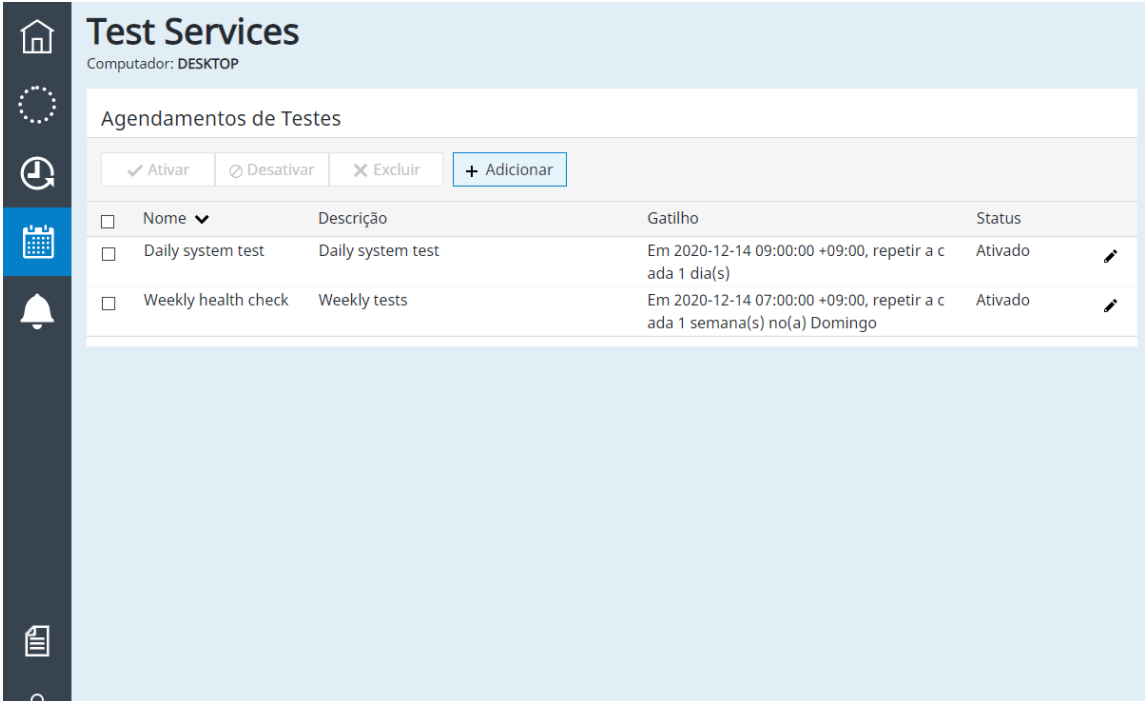
- Um agendamento pode incluir um ou mais testes. É possível incluir todos os testes recomendados ou um conjunto de testes selecionados pelo usuário. Também é possível especificar os parâmetros necessários para os testes agendados.
- Para ambientes cliente/servidor, um agendamento pode ser aplicado a uma ou mais máquinas de destino, incluindo todas as máquinas, controladores de instrumentos, clientes, servidores ou máquinas específicas.
- Os testes são executados usando as credenciais do usuário que criou ou modificou o agendamento do teste.
- A criação, edição e exclusão de agendamentos de testes exige que o usuário tenha a função Administrador Test Services.
- A criação, modificação e exclusão de agendamentos de teste são registradas no log do sistema OpenLab Shared Services. Depois que um agendamento é configurado, os testes agendados são executados independentemente de você estar ou não conectado ao Test Services.

Criar um agendamento de teste

Os agendamentos de testes são criados ou alterados na página **Configurar Agendamento de Teste**. Essa página aparece ao clicar no ícone de calendário no navegador do Test Services.

Se não existir um agendamento de teste, será exibido um agendamento de teste em branco no qual será possível criar um agendamento, usando o procedimento a seguir.

Se houver um ou mais agendamentos de testes, será exibida uma lista dos agendamentos de testes.



The screenshot shows the 'Test Services' interface. On the left is a dark sidebar with icons for home, status, clock, calendar (highlighted), notifications, and documents. The main area has a header 'Test Services' with 'Computador: DESKTOP' below it. A section titled 'Agendamentos de Testes' contains buttons: 'Ativar', 'Desativar', 'Excluir', and '+ Adicionar'. Below is a table with columns: 'Nome', 'Descrição', 'Gatilho', and 'Status'. The table lists two items: 'Daily system test' and 'Weekly health check', both with 'Ativado' status and edit icons.

☐	Nome ▼	Descrição	Gatilho	Status
☐	Daily system test	Daily system test	Em 2020-12-14 09:00:00 +09:00, repetir a cada 1 dia(s)	Ativado 
☐	Weekly health check	Weekly tests	Em 2020-12-14 07:00:00 +09:00, repetir a cada 1 semana(s) no(a) Domingo	Ativado 

Figura 7. Lista de agendamentos de testes

Para criar um agendamento de teste, clique em **Adicionar** e configure o novo agendamento de teste usando o procedimento a seguir.

The screenshot shows the 'Test Services' interface with a sidebar on the left containing icons for home, status, history, calendar, notifications, documents, and user profile. The main content area is titled 'Test Services' with a subtitle 'Computador: DESKTOP'. Below this is the 'Configurar Agendamento de Teste' section, which includes instructions: 'Configurar um ou mais testes para serem executados automaticamente.' The form contains several fields: 'Nome do Agendamento:' with a text input and a note 'Forneça um nome curto para a tarefa agendada (<125 caracteres). Este nome será exibido na guia Agendar Tarefa.'; 'Descrição do Agendamento:' with a text input and a note 'Opcionalmente, forneça uma descrição detalhada para a tarefa agendada. Esta descrição será exibida na guia Tarefa Agendada.'; 'Seleção de Testes:' with a dropdown menu showing 'Executar todos os testes recomendados' and a note 'Selecione os testes que precisam ser executados.'; 'Seleção da Máquina:' with a dropdown menu showing 'Todas as máquinas' and a note 'Selecione a(s) máquina(s) que precisam ser executadas.'; and 'Agendamento' with a calendar icon and a note 'Especifique quando e com que frequência a tarefa agendada será executada.' At the bottom right are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 8. Configurar Agendamento de Teste

Para configurar um agendamento de teste,

- 1 Digite um nome de agendamento.
- 2 Digite uma descrição para o agendamento (opcional).
- 3 No menu suspenso **Seleção de Teste**, selecione quais testes deseja executar:

Executar todos os testes executa todos os testes disponíveis.

Executar todos os testes recomendados executa todos os testes recomendados para a máquina na qual os testes estão sendo executados.

Executar testes específicos abre um menu no qual é possível selecionar entre todos os testes.

- 4 No menu suspenso **Seleção da Máquina**, selecione uma das seguintes opções:

Todas as máquinas

Todos os controladores de instrumentos

Todas as máquinas de clientes

Máquina de servidor

Máquinas Específicas permite selecionar as máquinas nas quais você deseja executar o agendamento.

- 5 Para especificar quando e com que frequência a tarefa agendada será executada, clique no ícone de calendário ao lado de **Agendar**.

Alterar Agendamento de Teste

Executar nos horários agendados

Início: 2020-12-15 09:00:00 -03:00

☐ Aleatorizar horários de início
Iniciar aleatoriamente dentro de 30 minutos a partir do tempo especificado acima.

☒ Repetir tarefa

Repetir: Semanalmente ▼

Repetir a cada: 1 semana(s)

Repetir no(a): ☐ D ☒ S ☐ T ☐ Q ☐ Q ☐ S ☐ S

Finalizar: Nunca ▼

Resumo: Em 2020-12-15 09:00:00 -03:00, repetir a cada 1 semana(s) no(a) Segunda-feira

Figura 9. Configurar ou alterar Agendamento de teste

- a Ao lado de **Iniciar em**, clique no ícone do calendário e selecione a data e a hora para iniciar o agendamento.
- b Selecione **Aleatorizar horários de início** para que o agendamento inicie aleatoriamente dentro de 30 minutos da hora de início selecionada.
- c Para definir um intervalo para repetir os testes, selecione **Repetir tarefa**.

- d Selecione **De hora em hora**, **Diariamente**, **Semanalmente** ou **Mensalmente** e defina um intervalo de repetição.

Para **Semanalmente**, também é possível selecionar os dias da semana para execução.

Para **Mensalmente**, também é possível optar por repetir por dia do mês ou dia da semana.
 - e Selecione uma data final para o agendamento. Selecione **Nunca** para continuar o agendamento sem uma data final. Selecione **Na data** para especificar uma data para finalizar as tarefas agendadas.
 - f É exibido um resumo das opções selecionadas. Clique em **OK** para aceitar as seleções.
- 6 Quando o agendamento estiver concluído, clique em **Salvar**.

Ativar ou desativar um agendamento de teste

Para ativar ou desativar um agendamento de teste,

- 1 No navegador do Test Services, clique no ícone de calendário para abrir a página **Agendamentos de Testes**.
- 2 Na lista de agendamentos de testes, selecione os agendamentos de testes a serem ativados ou desativados.
- 3 Na parte superior, clique em **Ativar** para ativar ou **Desativar** para desativar os agendamentos de testes selecionados.

Alterar um agendamento de teste

Para alterar um agendamento de teste,

- 1 Clique no ícone de calendário para abrir a página **Agendamentos de Testes**.
- 2 Na lista de agendamentos de testes, localize o agendamento de teste que deseja alterar e clique no botão **Editar** à direita. 
- 3 Altere o agendamento de teste, conforme mostrado em "**Criar um agendamento de teste**" na página 32.

Excluir um agendamento de teste

Para excluir um agendamento de teste,

- 1 Clique no ícone de calendário para abrir a página **Agendamentos de Testes**.
- 2 Na lista de agendamentos de testes, selecione os agendamentos de testes que deseja excluir e, em seguida, clique em **Excluir** na parte superior da página.
- 3 Para confirmar a exclusão permanente do agendamento de teste, clique em **Sim**.

Notificações

É possível configurar o Test Services para que envie um e-mail com o relatório resumido quando os testes de verificação forem executados. É possível configurar as notificações para:

- Enviar um e-mail de resumo diário
- Enviar um e-mail de resumo semanal
- Especificar um ou mais destinatários para notificações por e-mail

NOTA

O e-mail é enviado usando o OpenLab Shared Services. Verifique se o e-mail está configurado usando primeiro o Control Panel do OpenLab. Se o e-mail não estiver configurado nos Shared Services, você receberá uma mensagem de erro e o e-mail não será enviado. Para obter informações sobre como configurar o e-mail no Control Panel do OpenLab, consulte a ajuda online do OpenLab CDS.

Configurando notificações por e-mail

- 1 No navegador do Test Services, clique no ícone Notificações. 
- 2 A janela **Configurações de Notificação** é aberta. Por padrão, as notificações estão desativadas.
- 3 Para ativar as notificações, clique em **Ativar**. Isso ativa os campos para configurar as notificações.

NOTA

Para configurar notificações de e-mail, é necessário que primeiro você receba os privilégios no OpenLab CDS Control Panel.

Test Services
Computador: DESKTOP

Configurações de Notificação

Defina as configurações globais de notificação, aplicáveis ao ambiente Test Services atual.

Notificações:

Ative ou desative o envio de relatórios e notificações para execução(ões) de teste.

Enviar e-mails para:

Digite um ou mais emails separados por ";". Com base nas seleções abaixo, o sistema enviará relatórios e notificações para esses endereços.

Relatório de Execução de Teste:

☐ Enviar Relatório Diário de Execução de Teste à(s)

☐ Enviar Relatório Semanal de Execução de Teste à(s) de

Resumo de todos os testes concluídos e seus resultados, executados durante as 24 horas ou 7 dias anteriores, a partir do horário diário ou semanal especificado.

Especifique o horário para enviar o relatório no formato de 24 horas 'hh:mm'. Por exemplo, digite '6:30 PM' como '18:30'.

Notificações Imediatas:

☐ Notificar imediatamente sobre erros

☐ Notificar imediatamente sobre avisos

Envia o relatório de execução de teste imediatamente quando ocorrerem erros ou avisos de teste.

Opções de Notificação:

☐ Excluir detalhes dos testes aprovados no Relatório de Execução de Teste

☐ Não envie mais que notificações imediatas em minutos

Selecione se os detalhes dos testes aprovados serão incluídos no Relatório de Execução do Teste e limite o número de e-mails de notificação imediata enviados.

Figura 10. Configurações de Notificação

- 4 Na caixa **Enviar e-mails para**, digite um ou mais endereços de e-mail, separados por ponto e vírgula. O sistema enviará notificações para os endereços de e-mail especificados, usando as opções selecionadas nas seções a seguir.
- 5 Na seção **Relatório de Execução de Teste**, selecione um ou ambos:
 - **Enviar Relatório Diário de Execução de Teste** – envia um relatório diário de todos os testes executados no dia anterior, incluindo seus resultados (terminando à meia-noite)
 - **Enviar Relatório Semanal de Execução de Teste** – envia um relatório resumido semanal de todos os testes executados na semana anterior (terminando no domingo)

- 6 Na seção **Notificações Imediatas**, selecione um ou ambos:
 - **Notificar imediatamente sobre erros** - enviará um e-mail sempre que um erro for reportado
 - **Notificar imediatamente sobre avisos** - enviará um e-mail sempre que um aviso for reportado
- 7 Na seção **Opções de Notificação**, selecione opções para suas notificações:
 - **Excluir detalhes dos testes aprovados no Relatório de Execução** - selecione para incluir apenas detalhes de testes que falharam
 - **Não envie mais que** - selecione para limitar o número de notificações imediatas a um número designado de notificações dentro de um número especificado de minutos.
- 8 Quando terminar, clique em **Salvar**.

Desativando notificações

Para desativar todas as notificações por e-mail,

- 1 No navegador do Test Services, clique no ícone Notificações. 
A janela **Configurações de Notificação** é aberta.
- 2 Para desativar as notificações, clique em **Desativar**. Isso inativa os campos para configurar as notificações, bem como o botão **Salvar**.

Ativando notificações

Para ativar as notificações após serem desativadas,

- 1 No navegador do Test Services, clique no ícone Notificações. 
A janela **Configurações de Notificação** é aberta.
- 2 Para ativar as notificações, clique em **Ativar**. Isso ativa os campos para configurar as notificações, bem como o botão **Salvar**. Agora é possível configurar novas notificações ou editar as notificações existentes.

Relatórios de notificação

Os relatórios de notificação são enviados por e-mail para os endereços designados. Os relatórios incluem um resumo dos testes realizados durante o período de notificação e incluem links para os relatórios.

NOTA

Pode ser necessário fazer login na máquina especificada para visualizar os relatórios.

Na figura a seguir, é apresentado um exemplo de um relatório de execução de teste diário enviado por meio de notificações.

Resumo por status

Reprovado	0
Não Disponível	3
Abortado	1
Aprovado com informações adicionais	0
Aprovado	12

Reprovado (0)

Máquina	Executado em	Duração	Teste
---------	--------------	---------	-------

Não Disponível (3)

Máquina	Executado em	Duração	Teste
SR-CDS2-AIC.scs.agilent.com	2020-12-10 00:06:01 -03:00	00:08:54	Teste de Fluxo de Trabalho do OpenLab CDS
SR-OLSS-CS.agilent.com	2020-12-10 01:29:03 -03:00	00:05:57	Teste do Sistema de Armazenamento OpenLab
SR-OLSS-CS.agilent.com	2020-12-10 01:44:36 -03:00	00:08:21	Teste de Segurança do OpenLab

Figura 11. Relatório diário do Test Services enviado por meio de notificações

Neste Livro

Este documento fornece instruções sobre como usar o Agilent Test Services.

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Nº do Documento: D0015138pt
Abril de 2022

