

OpenLab Server e OpenLab ECM XT

## **Guia de Instalação**

# Avisos

## Identificação do Documento

Nº doc. D0035353pt Rev. A.00  
EDIÇÃO 03/2024

## 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 do Software

Este guia é válido para a revisão 2.8 ou superior do programa OpenLab Server e OpenLab ECM XT e programas OpenLab Server e OpenLab ECM XT compatíveis, 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 um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em avarias no produto ou 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.

# 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

### Sobre Este Guia 8

### Fluxos de Trabalho de Instalação para Diferentes Topologias 9

Servidor básico e tudo-em-um 9

2 servidores com banco de dados externo e armazenamento de arquivos local 9

2 servidores com banco de dados local e armazenamento de arquivos externo 10

3 servidores com banco de dados externo e servidor de arquivos externo 10

### Antes de Começar 11

Adquirir privilégios de administrador para todos os computadores que você usará no seu sistema 11

Baixar o software do OpenLab Server/ECM XT 11

Revise os requisitos de hardware e software. 11

Configuração e verificação de senha 12

Escolher o servidor de banco de dados que você usará 12

Configurar o computador ou computadores servidor 13

### Configurar um Servidor de Banco de Dados Remoto 16

Configurar um servidor de banco de dados MS SQL remoto 16

Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto 18

Configurar o armazenamento compartilhado no servidor de arquivos do Windows 22

### Preparar o Amazon Web Services S3 23

Nomear o bucket 23

Permissões e melhores práticas 23

## 2 Instalar o Software OpenLab 24

### Iniciar o Instalador do OpenLab 25

### Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab 26

Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software 26

Etapa 2 – Criar ou atualizar o esquema do banco de dados 28

Etapa 3 - Instalar ou Atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server 31

Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server 32

<b>3</b>	<b>Instalar o OpenLab Client Services</b>	<b>34</b>
	Instalar o OpenLab Client Services	35
<b>4</b>	<b>Configurar o Painel de Controle</b>	<b>37</b>
	Acessar o Painel de Controle	38
	Criar Usuários	39
	Adicionar usuários (apenas autenticação interna)	39
	Importar usuários (apenas autenticação de Domínio do Windows)	40
	Adicionar usuários a uma função	41
	Obter Sua Licença	45
	Obter sua licença de software online	45
	Criar uma conta SubscribeNet (somente novos usuários)	45
	Gerar sua licença	46
	Obter sua Licença de Software Offline	47
	Instalar Sua Licença	48
<b>5</b>	<b>Instalar os complementos do OpenLab ECM XT</b>	<b>49</b>
	Iniciar o Instalador do OpenLab	50
	Instalar o Import Scheduler	51
	Instalar o Import Services	52
<b>6</b>	<b>Instalação e Configuração para Implantações na Nuvem</b>	<b>53</b>
	Instalação e Configuração na Nuvem	54
	Etapa 1 Preparação para instalação na nuvem	54
	Etapa 2 Instalar e preparar seus computadores na nuvem	54
	Etapa 3 Obter um certificado comercial	54
	Etapa 4 Instalar o OpenLab Server/ECM XT na nuvem	55
	Etapa 5 (Apenas AWS) Adicionar o local de armazenamento no AWS	55
	Etapa 6 Configurar o sistema	55
	Etapa 7 Instalação do controlador de instrumentos da Agilent e do cliente CDS no local	56
	Problemas conhecidos com a configuração na nuvem	57
<b>7</b>	<b>Tarefas Pós-Instalação</b>	<b>58</b>
	Configurar o Programa Antivírus	59
	Configurações para o software antivírus Trend Micro	59
	Executar uma Verificação da Instalação	61
	Sobre a Ferramenta de Verificação de Software	61
	Executar a Ferramenta de Verificação de Software	61

**8 Atualizar Seu Sistema 62**

**Visão Geral 63**

Fluxo de trabalho para uma atualização no local 64

Fluxo de trabalho para atualização para novo hardware 65

**Tarefas Pré-atualização para Todos os Sistemas 66**

Atualizar um sistema no local 67

Atualização no local para novo hardware 72

Atualizar suas licenças 74

**Atualizar um Sistema com Servidor de Banco de Dados PostgreSQL Remoto 75**

**9 Desinstalar o Software 80**

**Sobre a Desinstalação 81**

**Desinstalar o OpenLab Server/ECM XT 82**

**10 Apêndice 83**

**Assistência de Vendas e Suporte 84**

## **Sobre Este Guia 8**

### **Fluxos de Trabalho de Instalação para Diferentes Topologias 9**

Servidor básico e tudo-em-um 9

2 servidores com banco de dados externo e armazenamento de arquivos local 9

2 servidores com banco de dados local e armazenamento de arquivos externo 10

3 servidores com banco de dados externo e servidor de arquivos externo 10

### **Antes de Começar 11**

Adquirir privilégios de administrador para todos os computadores que você usará no seu sistema 11

Baixar o software do OpenLab Server/ECM XT 11

Revisar os requisitos de hardware e software. 11

Configuração e verificação de senha 12

Escolher o servidor de banco de dados que você usará 12

Configurar o computador ou computadores servidor 13

### **Configurar um Servidor de Banco de Dados Remoto 16**

Configurar um servidor de banco de dados MS SQL remoto 16

Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto 18

Configurar o armazenamento compartilhado no servidor de arquivos do Windows 22

### **Preparar o Amazon Web Services S3 23**

Nomear o bucket 23

Permissões e melhores práticas 23

Este capítulo oferece uma visão geral deste guia e dos requisitos de instalação.

## Sobre Este Guia

Este guia de instalação foi projetado para ajudar administradores de sistemas na instalação de software Agilent OpenLab Server ou OpenLab ECM XT. As informações aqui fornecidas são aplicáveis a ambos os produtos, salvo indicação em contrário.



# Fluxos de Trabalho de Instalação para Diferentes Topologias

As tabelas a seguir resumem os fluxos de trabalho de instalação para as várias topologias do OpenLab Server e do ECM XT.

## Servidor básico e tudo-em-um

**Tabela 1.** Etapas de instalação para servidor básico e tudo-em-um

Etapa	Consultar a seção
1 Preparar o servidor.	Consulte <b>"Antes de Começar"</b> na página 11 e <b>"Configurar o computador ou computadores servidor"</b> na página 13.
2 Instalar o OpenLab Server/ECM XT.	Consulte <b>"Instalar o Software OpenLab"</b> na página 24

## 2 servidores com banco de dados externo e armazenamento de arquivos local

**Tabela 2.** Etapas de instalação para 2 servidores com banco de dados externo e armazenamento de arquivos local

Etapa	Consultar a seção
1 Preparar o servidor de banco de dados.	Consulte <b>"Antes de Começar"</b> na página 11 e <b>"Configurar o computador ou computadores servidor"</b> na página 13. O PostgreSQL é instalado por meio do Instalador. Para outros servidores de banco de dados, consulte <b>"Preparar o Seu Microsoft SQL Server"</b> na página 15.
2 Instalar o servidor de banco de dados.	Consulte <b>"Configurar um servidor de banco de dados MS SQL remoto"</b> na página 16 e <b>"Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto"</b> na página 18.
3 Preparar o servidor de aplicativos.	Consulte <b>"Configurar o computador ou computadores servidor"</b> na página 13.
4 No servidor de aplicativos, instale o software do OpenLab Server/ECM XT.	Consulte <b>"Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab"</b> na página 26.

## 2 servidores com banco de dados local e armazenamento de arquivos externo

**Tabela 3.** Etapas de instalação para 2 servidores com banco de dados local e armazenamento de arquivos externo

Etapa	Consultar a seção
1 Preparar o servidor de arquivos.	Consulte " <a href="#">Antes de Começar</a> " na página 11 e " <a href="#">Configurar o armazenamento compartilhado no servidor de arquivos do Windows</a> " na página 22.
2 Preparar o servidor de aplicativos.	Consulte " <a href="#">Configurar o computador ou computadores servidor</a> " na página 13.
3 No servidor de aplicativos, instale o software do OpenLab Server/ECM XT.	Consulte " <a href="#">Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab</a> " na página 26.

## 3 servidores com banco de dados externo e servidor de arquivos externo

**Tabela 4.** Etapas de instalação para 3 servidores com banco de dados externo e servidor de arquivos externo

Etapa	Consultar a seção
1 Preparar o servidor de banco de dados.	Consulte " <a href="#">Antes de Começar</a> " na página 11 e " <a href="#">Configurar o computador ou computadores servidor</a> " na página 13. O PostgreSQL é instalado por meio do Instalador. Para outros servidores de banco de dados, consulte " <a href="#">Preparar o Seu Microsoft SQL Server</a> " na página 15.
2 Instalar o servidor de banco de dados.	Consulte " <a href="#">Configurar um servidor de banco de dados MS SQL remoto</a> " na página 16 e " <a href="#">Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto</a> " na página 18.
3 Preparar o servidor de arquivos.	Consulte " <a href="#">Configurar o computador ou computadores servidor</a> " na página 13 e " <a href="#">Configurar o armazenamento compartilhado no servidor de arquivos do Windows</a> " na página 22.
4 Preparar o servidor de aplicativos.	Consulte " <a href="#">Configurar o computador ou computadores servidor</a> " na página 13.
5 No servidor de aplicativos, instale o software do OpenLab Server/ECM XT.	Consulte " <a href="#">Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab</a> " na página 26.

## Antes de Começar

### Adquira privilégios de administrador para todos os computadores que você usará no seu sistema

A instalação requer que você tenha privilégios de administrador do sistema em todos os servidores e clientes em que a instalação será executada. Certifique-se de que todos os servidores sejam membros de um domínio e que o administrador local usado para instalação seja pelo menos um usuário de domínio.

O administrador que estiver fazendo a instalação ou atualização também deverá ter os seguintes privilégios: SeDebugPrivilege (Programas de depuração), SeBackup (Backup de arquivos e diretórios) e SeSecurity (Gerenciamento dos registros de segurança e auditoria).

### Baixar o software do OpenLab Server/ECM XT

- 1 Acesse o SubscribeNet em: <https://agilent.subscribe.net.com>.
- 2 Inicie sessão com seu ID de usuário e senha do SubscribeNet. Se você for um novo usuário, use o código de autorização fornecido com a compra do produto para registrar e criar uma nova conta e ID de login no SubscribeNet.
- 3 Na Lista de Produtos, localize o software OpenLab Server/ECM XT que deseja baixar e faça o download do software para uma unidade local.
- 4 Descompacte o pacote de software para seu disco rígido local.

### Revise os requisitos de hardware e software.

Para confirmar que você possui o hardware e o software corretos para dar suporte ao sistema escolhido, revise o *Guia de Requisitos de Hardware e Software do Agilent OpenLab Server e OpenLab ECM XT*. Ele pode ser aberto a partir da página Planejamento do Instalador do OpenLab Server/ECM XT (setup.exe). Além disso, pode ser encontrado na pasta de documentação na mídia de instalação em setup\docs\EN.

#### NOTA

O nome do servidor não pode ter mais do que 15 caracteres.

## Configuração e verificação de senha

Durante a instalação, o instalador verificará se as senhas dos componentes Agilent cumprem as seguintes diretrizes gerais:

- Mínimo de 8 caracteres
  - Pelo menos uma letra maiúscula
  - Pelo menos uma letra minúscula
  - Pelo menos um número
  - Contém apenas caracteres permitidos
- Caracteres gerais permitidos:
  - Letras maiúsculas de A a Z
  - Letras minúsculas de a a z
  - Números de 0 a 9
  - Caracteres especiais: !@#\$%^&+\_=

## Escolher o servidor de banco de dados que você usará

É suportado o seguinte software de servidor de banco de dados:

- **Servidor PostgreSQL:** Este banco de dados é fornecido com o software OpenLab e pode ser instalado e configurado durante a instalação. Caso contrário, é possível configurar um servidor PostgreSQL existente instalado anteriormente pelo software OpenLab. Qualquer servidor PostgreSQL instalado fora do OpenLab deverá ser removido antes de instalar o servidor PostgreSQL para OpenLab fornecido. Certifique-se de fazer backup de quaisquer dados do servidor PostgreSQL existente antes de instalar o OpenLab Server/ECM XT, uma vez que o banco de dados PostgreSQL existente pode ser excluído durante a desinstalação do PostgreSQL. Consulte "[Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto](#)" na página 18.
- **Servidor Microsoft SQL:** É possível configurar este banco de dados durante a instalação, mas este deverá ser instalado antes da instalação do software OpenLab. Consulte "[Preparar o Seu Microsoft SQL Server](#)" na página 15.

### NOTA

Ao usar uma instância nomeada do Servidor SQL, a porta usada por aquele banco de dados deverá estar aberta. Consulte a documentação do Microsoft SQL Server para saber como configurar uma instância nomeada.

### NOTA

As senhas dos bancos de dados devem atender aos requisitos do banco de dados individual instalado. Para obter informações, consulte a documentação do seu banco de dados. Os seguintes caracteres não são permitidos em senhas de bancos de dados:

- Para SQLServer: ] [ “
- Para PostgreSQL: aspas simples, aspas duplas e caracteres UTF-8 multibyte

## Configurar o computador ou computadores servidor

- 1 Ingresse em um domínio existente. A alteração do domínio do servidor após a instalação exige que o Suporte Agilent seja consultado diretamente.
- 2 Desconecte o servidor da Internet até instalar as mais recentes correções de segurança e proteções antivírus.
- 3 Instale e configure o sistema operacional do servidor. Consulte as informações do seu usuário Windows para obter detalhes.
- 4 As portas 80 e 443 devem ser liberadas antes da instalação de qualquer configuração. Se o Serviço de Publicação na World Wide Web estiver habilitado no sistema operacional, desabilite-o antes de iniciar qualquer instalação do OpenLab.

### CUIDADO

**Os protocolos de segurança mais antigos Transport Layer Security (TLS) 1.0, TLS 1.1 e SSL 3.0 não são exigidos pelo OpenLab Server/ECM XT e representam um risco de segurança. Desative-os conforme as instruções da Microsoft e suas políticas de TI.**

### NOTA

Alguns componentes do OpenLab CDS exigem o Microsoft .Net 3.5. Por padrão, esta versão do framework não impõe o uso do TLS 1.2 ou superior. Na maioria dos ambientes de TI, o TLS 1.2 está habilitado para frameworks .Net 4.5 ou mais antigos. Execute a Ferramenta de Preparação do Sistema antes de uma instalação nova ou atualização. Ela verifica se o TLS 1.2 (ou superior) está habilitado para o .Net frameworks. Um script para auxiliar na realização dessas alterações é fornecido na mídia de instalação em \Setup\Tools\Support\TLS\FixTLSVersions.ps1. Entre em contato com o administrador do sistema para obter ajuda com a execução do script.

### NOTA

O TLS 1.2 (ou superior) suporta uma grande variedade de Cipher Suites, algumas das quais podem ser vulneráveis a ataques. O OpenLab Server/ECM XT suporta todas as Cipher Suites do TLS 1.2 (ou superior) e não é impactado se alguma Cipher Suite fraca ou vulnerável for desabilitada pelas suas políticas de TI.

- 5 Execute a **Ferramenta de Preparação do Sistema**. A ferramenta pode ser encontrada na mídia de instalação do OpenLab em \Setup\Tools\SPT.

A Ferramenta de Preparação do Sistema (SPT) é sempre executada como parte da instalação. No entanto, para evitar atividades demoradas e qualquer reinicialização associada durante a instalação, a Agilent recomenda executar primeiro a Ferramenta de Preparação do Sistema.

- a Copie todo o conteúdo da mídia para uma unidade local.
- b Para executar a ferramenta na linha de comando, execute o seguinte comando (para Windows 2019, substitua Win2019):

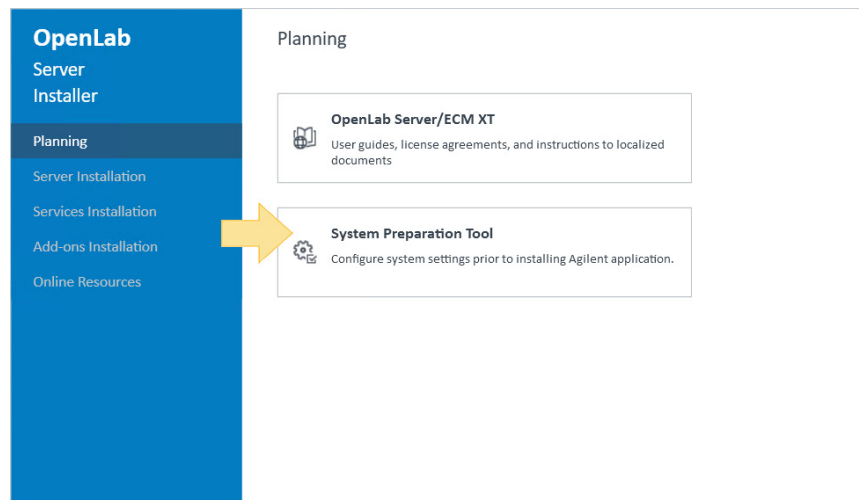
```
SystemPreparationTool.exe -silent ConfigurationName="OpenLab  
(CDS, ECMXT)~Server~Win2022"
```

OU

- c Para executar a SPT a partir do instalador, clique com o botão direito no arquivo **setup.exe** e execute-o como administrador. Se o Controle de Conta de Usuário (UAC) estiver ativo, esta etapa necessitará de uma confirmação ativa para continuar.

Selecione **OpenLab Server/ECM XT > Padrão** e clique em **OK**.

Na tela **Planejamento**, clique em **Ferramenta de Preparação do Sistema**.



- d Selecione a configuração do produto e clique em **Continuar**.
- e A ferramenta verifica todas as configurações e exibe o status atual (Aprovado ou Falha) na página Configuração Atual.

Você pode desmarcar as caixas de seleção das configurações recomendadas. As configurações obrigatórias não podem ser apagadas. As ações recomendadas são selecionadas por padrão e serão aplicadas, a menos que sejam desmarcadas.

Após selecionar todas as configurações, clique em **Aplicar Correções**.

- f A Ferramenta de Preparação do Sistema tenta corrigir as configurações selecionadas e exibe o novo status na página Atualizar Configuração.

Clique em **Abrir Arquivo de Registro** para exibir um registro de todas as ações executadas.

Clique em **Próximo**.

- g Um relatório de preparação do sistema lista o novo status de todas as configurações selecionadas e fornece instruções para as configurações que você deve corrigir manualmente.

Para imprimir o relatório, clique em **Imprimir Relatório**.

Para fechar a Ferramenta de Preparação do Sistema, clique em **Concluir**. Se a SPT tiver feito alterações na configuração que exijam um reinício, uma mensagem aparecerá perguntando se você deseja reiniciar. Se essa mensagem aparecer, é recomendado reiniciar.

- 6 Se estiver usando um programa antivírus, verifique se ele está configurado conforme descrito em "**Configurar o Programa Antivírus**" na página 59.
- 7 Obtenha o nome do servidor. Será necessário inserir estas informações durante a instalação. O software não será instalado em um servidor cujo nome contenha o caractere de traço inferior.
- 8 Obtenha as credenciais de administrador do servidor. Será necessário inserir estas informações durante a instalação.
- 9 Escolha um local do diretório ou do Amazon Web Service a ser usado para o conteúdo do banco de dados. Será necessário inserir estas informações durante a instalação.

## Preparar o Seu Microsoft SQL Server

Se desejar usar um Microsoft SQL Server como seu banco de dados do OpenLab, execute os seguintes procedimentos antes de instalar o software OpenLab. Revise o *Guia de Requisitos de Hardware e Software do Agilent OpenLab Server e OpenLab ECM XT* para as versões suportadas do SQL Server.

### NOTA

A propriedade XACT\_ABORT na configuração do servidor de banco de dados deve ser definida como desativada. Por padrão, isso já está definido. No entanto, se tiver uma instalação personalizada, certifique-se de que essa propriedade esteja definida como desativada.

Consulte a sua documentação da Microsoft para obter detalhes sobre o software SQL Server.

- 1 Instale o Microsoft SQL Server.
- 2 Durante a instalação, altere a autenticação do servidor para o modo misto. Certifique-se de que a compilação no nível do servidor seja **SQL\_Latin1\_General\_CP1\_CI\_AS**.
- 3 Habilite o login para usuário sa.
- 4 Reinicie o serviço **SQL Server** e inicie sessão com a **Autenticação do SQL Server**.
- 5 Desabilite o recurso **Reporting Services**. Esses serviços usam a porta 80 e entrarão em conflito com o servidor Web de armazenamento seguro do OpenLab. Consulte as informações do usuário SQL para obter detalhes.

Se o servidor de banco de dados for separado do servidor de aplicativos OpenLab, configure o servidor de banco de dados para permitir a solicitação de acesso remoto a partir do servidor de aplicativos OpenLab.

## Usar Scripts para Preparar o Banco de Dados

É possível usar o script `prepare_db_mssql.sql` para criar o banco de dados OLSharedServices para o OpenLab Server ou ECM XT. Use o script `dr-mssql-create-database.sql` para criar o banco de dados datarepo, que contém o armazenamento seguro. As instruções são fornecidas no script.

Os scripts não criam a estrutura completa do banco de dados (tabelas, por exemplo). Você precisará ser um usuário de domínio com acesso total aos bancos de dados ao executar o instalador. Certifique-se de que tem acesso aos nomes, usuários e senhas do banco de dados (por exemplo, olss e dsadmin) antes de executar o instalador. O modo misto deve ser habilitado.

## Configurar um Servidor de Banco de Dados Remoto

Use os procedimentos indicados nesta seção para configurar um servidor de banco de dados remoto.

### NOTA

Os procedimentos desta seção não se aplicam a um servidor básico ou servidor tudo-em-um.

### Configurar um servidor de banco de dados MS SQL remoto

Se você já tiver instalado um servidor MS SQL, siga as instruções indicadas nesta seção. Caso contrário, instale o servidor MS SQL e configure o modo misto ao configurar a instalação.

#### Etapa 1. Configurar a rede do servidor SQL

- 1 Clique em **Iniciar > Servidor Microsoft SQL > SQL Server Configuration Manager**.
  - a Expanda a opção **Configuração da rede do servidor SQL**.
  - b No painel esquerdo, selecione **Protocolos** para <instancename>.
  - c No painel direito, clique com o botão direito em **Pipes nomeados** e selecione **Habilitar** (se estiver desabilitado).

Pipes nomeados são um sistema Windows para comunicação entre processos. No caso do servidor SQL, se o servidor estiver na mesma máquina do cliente, será possível usar pipes nomeados para transferir os dados, ao contrário de TCP/IP.

- 2 Selecione **Serviços do servidor SQL** e execute Serviços interrompidos.

O programa SQL Server Browser é executado como um serviço do Windows e pesquisa as solicitações de entrada para recursos do Microsoft SQL Server, além de fornecer informações sobre as instâncias do servidor SQL instaladas no computador.

O SQL Server Agent é um serviço do Microsoft Windows que executa tarefas administrativas agendadas, chamadas de trabalhos no servidor SQL.

- 3 Para qualquer serviço que tenha sido interrompido,
  - a Clique com o botão direito no serviço e selecione **Propriedades**.
  - b Na guia **Serviço**, no menu suspenso **Modo de Início**, selecione **Automático**.

#### Etapa 2. Reiniciar os serviços SQL

Reinicie todos os serviços SQL ou reinicie o PC. Se optar por reiniciar todos os serviços SQL, existem duas maneiras de abrir os Serviços:

- Clique em **Iniciar** e insira **Serviços** no campo de pesquisa e, em seguida, abra os Serviços e reinicie todos os serviços SQL.
- Clique em **Iniciar** e abra **Painel de Controle > Ferramentas de Administração > Serviços** e reinicie todos os serviços SQL.



### Etapa 3. Definir as configurações de antivírus

Se você tiver um antivírus instalado, deverá configurá-lo para que o servidor MS SQL funcione com conexões TCP remotas por meio da porta para 1433 (padrão) e 1434 (instância personalizada).

Além disso, adicione sqlserver.exe às exceções. Isso permite que o aplicativo funcione na rede de domínio pública e privada.

Isso é necessário para o servidor SQL, pois o antivírus pode bloquear tráfego de rede "indesejado".

Por exemplo, adicione o caminho %ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSSQL15.CUSTOMINSTANCE\MSSQL\Binn\sqlservr.exe.

Se você não tiver um antivírus, será necessário configurar o Windows Defender Firewall:

- 1 Navegue até **Painel de Controle > Sistema e Segurança > Windows Defender Firewall > Configurações Avançadas > Regras de Entrada**.
- 2 Clique com o botão direito em **Arquivo e Compartilhamento de Impressora (SMB-In)** na lista e selecione **Habilitar Regra**.
- 3 No painel esquerdo, clique com o botão direito em **Regras de Entrada** e selecione **Nova Regra**.
- 4 Selecione **Programa** e clique em **Próximo**.
- 5 Selecione **Este caminho de programa**, insira o caminho para sqlserver.exe e clique em **Próximo**.
- 6 Selecione **Permitir a conexão** e clique em **Próximo**.
- 7 Selecione todas as caixas de seleção e clique em **Próximo**.
- 8 Adicione o nome e clique em **Concluir** para criar a regra.

Você também deve adicionar uma regra para a porta TCP 1433 e porta UDP 1434 se elas apresentarem outra instância.

- 1 Selecione **Porta** e clique em **Próximo**.
- 2 Adicione a porta e clique em **Próximo**.
- 3 Selecione **Permitir a conexão** e clique em **Próximo**.
- 4 Selecione todas as caixas de seleção e clique em **Próximo**.

### Etapa 4. Definir as configurações de login do servidor SQL

Se você adicionar um novo usuário, por exemplo, após adicionar um PC ao domínio, poderá usar o MS SQL Management Studio para criar um login.

- 1 Abra o Management Studio.
- 2 Conecte-se ao servidor.
- 3 Selecione **Segurança > Logins**.
- 4 Para adicionar um usuário local ou de domínio, clique com o botão direito em **Logins** e selecione **Novo Login**.
- 5 Clique em **Pesquisar**, insira um nome de usuário e clique em **OK**.
- 6 Abra a guia **Funções do Servidor** para este usuário e selecione a função sysadmin.

#### NOTA

Se um usuário de domínio for usado, não poderá existir um usuário local com o mesmo nome. Esses tipos de usuário somente podem ser usados com as configurações da Autenticação do Windows para um banco de dados.

Depois de concluir todas essas instruções, siga a Etapa 1 e a Etapa 2 da instalação do servidor para o OpenLab Server/ECM XT, especificando o endereço do servidor desejado e o nome da instância, e use o login adicionado no MS SQL Management Studio.

## Configurar um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto

### NOTA

Os procedimentos nesta seção não se aplicam a uma instalação de servidor básico ou tudo-em-um.

No OpenLab Installer, execute a Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software. Consulte **"Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software"** na página 26. Depois de concluída, reinicie o computador e execute as seguintes etapas de configuração.

### NOTA

Instale e configure o servidor de banco de dados antes de executar a Etapa 1 do Instalador do OpenLab no servidor de aplicativos.

### Etapa 1. Configuração de Rede do Servidor PostgreSQL

- 1 Se tiver alterado a porta padrão, abra o arquivo C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15\postgresql.conf e edite o seguinte:

```
listen_addresses = '*'
port=<port specified in Installed Step 1>
```

- 2 Edite o arquivo C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15\pg\_hba.conf de modo que as máquinas remotas possam se conectar ao servidor PostgreSQL. Por padrão, a instância do PostgreSQL é configurada para permitir somente conexões do próprio host do PostgreSQL. Para permitir que os servidores de aplicativos OpenLab Server/ECM XT remotos se conectem ao banco de dados PostgreSQL, você deve adicionar quatro linhas ao pg\_hba.conf para cada servidor de aplicativo OpenLab Server/ECM XT remoto. O método md5 é obrigatório para todos os servidores PostgreSQL implantados com a Etapa 1 do instalador do OpenLab Server/ECM XT.

Adicione as seguintes linhas para um servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT com endereço IPv4 172.16.0.111 e endereço IPv6 fc00:1ac4:65fb:34cb:e71c:db64:c33:e1ed:

```
host all "postgres" 172.16.0.111/32 md5
host all "postgres" fc00:1ac4:65fb:34cb:e71c:db64:c33:e1ed/128 md5
host all all 172.16.0.111/32 md5
host all all fc00:1ac4:65fb:34cb:e71c:db64:c33:e1ed/128 md5
```

É possível definir intervalos de sub-rede em vez de endereços IP únicos em pg\_hba.conf. O exemplo a seguir permite todas as conexões com o servidor de banco de dados PostgreSQL originadas do intervalo de endereços 172.16.0.0 a 172.16.0.255 e do intervalo de endereços IPv6 fc00:1ac4:65fb:34cb::/64:

```
host all "postgres" 172.16.0.0/24 md5
host all "postgres" fc00:1ac4:65fb:34cb::/64 md5
host all all 172.16.0.0/24 md5
host all all fc00:1ac4:65fb:34cb::/64 md5
```

Consulte a documentação do pg\_hba.conf do PostgreSQL se mais informações forem necessárias: <https://www.postgresql.org/docs/current/auth-pg-hba-conf.html>.

Restringir o acesso ao banco de dados PostgreSQL aos hosts do OpenLab Server/ECM XT aumentará a segurança. Um firewall semelhante configurado restringirá o acesso remoto ao servidor de banco de dados de forma ainda mais eficaz.

## Etapa 2. Configurar um usuário personalizado

Deve ser usada uma conta de domínio com permissões administrativas para restaurar um sistema com servidor PostgreSQL remoto. Para topologias de 3 servidores, isso é necessário para permitir o acesso aos recursos de administração do sistema exigidos para iniciar e interromper os serviços PostgreSQL durante o backup a frio e o procedimento de restauração.

Para criar ou configurar uma conta, siga as instruções abaixo. Se você já tem um administrador, ignore esta etapa e vá para "**Etapa 3. Definir as configurações de firewall**" na página 19.

Você pode usar qualquer nome personalizado para a conta.

- 1 Adicionar uma conta ao PC:
  - a Clique em **Iniciar > Configurações > Contas > Outros usuários > Adicionar outra pessoa a este PC > Usuários**.
  - b Clique com o botão direito em **Usuários** e selecione **Novo Usuário**.
  - c Adicione as informações do usuário e a senha e, em seguida, clique em **Criar**. (recomenda-se definir a senha do usuário para **nunca expirar**).
- 2 Adicionar uma conta ao grupo Administradores:
  - a Clique em **Iniciar > Configurações > Contas > Outros usuários > Adicionar outra pessoa a este PC > Grupos**.
  - b Clique com o botão direito em **Administradores**.
  - c Selecione **Propriedades**.
  - d Clique em **Adicionar** e insira a nova conta.

## Etapa 3. Definir as configurações de firewall

Se você tiver um firewall de terceiros instalado, deverá configurá-lo para que o servidor PostgreSQL funcione com conexões TCP remotas por meio da porta especificada durante a instalação. Se você estiver usando o Windows Defender Firewall, siga as instruções abaixo.

- 1 Navegue até **Painel de Controle > Sistema e Segurança > Windows Defender Firewall > Configurações Avançadas > Regras de Entrada**.
- 2 Clique com o botão direito em **Arquivo e Compartilhamento de Impressora (SMB-In)** na lista e selecione **Habilitar regra**.
- 3 Clique com o botão direito em **Arquivo e Compartilhamento de Impressora (Solicitação de Eco – ICMPv4-In)** na lista e selecione **Habilitar Regra**.
- 4 No painel esquerdo, clique com o botão direito em **Regras de Entrada** e selecione **Nova Regra**.
- 5 Selecione **Porta** e clique em **Próximo**.
- 6 Adicione a porta padrão 5432 ou uma porta personalizada usada durante a instalação e clique em **Próximo**.
- 7 Selecione **Permitir a conexão** e clique em **Próximo**.
- 8 Selecione todas as caixas de seleção (Domínio, Público, Privado) e clique em **Próximo**.
- 9 Adicione o nome e clique em **Concluir**.

**Etapas 4. Reiniciar o serviço PostgreSQL**

Reinicie o serviço PostgreSQL ou o PC. Para reiniciar o serviço, existem duas maneiras de abrir os Serviços:

- Clique em **Iniciar**, insira Serviços no campo de pesquisa e, em seguida, abra os Serviços.
- Clique em **Iniciar** e navegue até **Painel de Controle > Ferramentas de Administração > Serviços**.

Clique com o botão direito do mouse no serviço PostgreSQL PostgreSQL 15.1.1.96 (x64) e selecione **Reiniciar**.

### Ajustar o servidor PostgreSQL externo

O seguinte procedimento é um exemplo para um servidor PostgreSQL externo com 32 GB de memória.

O PostgreSQL é instalado em C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\15\.

Os dados do PostgreSQL são instalados em E:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15\.

Configure o WAL (registro Write-Ahead) para outro disco.

- 1 Pare o serviço PostgreSQL 15.51.96 (x64).
- 2 Mova a pasta do WAL - E:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\pg\_wal para F:\pg\_wal.
- 3 Usando o prompt de comando (como Administrador), execute o seguinte comando:  

```
mklink /D "E:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15\pg_wal" F:\pg_wal
```
- 4 Atualize e remova o comentário (se existente) dos seguintes parâmetros em E:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15\postgresql.conf.

**Tabela 5.** Configuração do PostgreSQL

	Banco de dados para solução de 2 servidores	Banco de dados para solução de 3 servidores
	2xCPU – 2,6 Ghz ou superior, mínimo de 16 vCPU 32 GB	2xCPU – 2,6 Ghz ou superior, mínimo de 16 vCPU 64 GB
max_connections	150	300
shared_buffers	8 GB	16 GB
effective_cache_size	24 GB	48 GB
maintenance_work_mem	2097151 kB	2097151 kB
checkpoint_completion_target	0,9	0,9
wal_buffers	16 MB	16 MB
default_statistics_target	100	100
random_page_cost	1.1 (usando armazenamento SSD)	1.1 (usando armazenamento SSD)
work_mem	9175 kB	18495 kB
min_wal_size	2 GB	2 GB
max_wal_size	8 GB	8 GB
max_worker_processes	12	12
max_parallel_workers_per_gather	4	4
max_parallel_workers	12	12
max_parallel_maintenance_workers	4	4

## Configurar o armazenamento compartilhado no servidor de arquivos do Windows

Esta seção se aplica se você estiver instalando uma topologia de servidor que inclua um servidor de arquivos separado.

É configurado um armazenamento compartilhado de modo a manter o conteúdo do OpenLab Server/ECM XT. O armazenamento compartilhado é protegido permitindo o acesso apenas a partir do usuário de domínio do Windows planejado, que é a conta de serviço para os servidores de aplicativos OpenLab Server/ECM XT.

Para configurar uma pasta de armazenamento compartilhado no servidor:

- 1 Faça login no servidor de arquivos do Windows como o usuário de domínio do Windows, que é o membro do grupo de administradores local.
- 2 Crie uma pasta de armazenamento compartilhado.
- 3 Clique com o botão direito na pasta de armazenamento compartilhado e selecione **Propriedades**.
- 4 Selecione a guia **Compartilhamento**.
- 5 Clique em **Compartilhar**.
- 6 Adicione a conta do usuário de domínio do Windows planejado (a conta de serviço) e conceda permissão de Leitura/Gravação.
- 7 Abra o **Gerenciador de Servidores**.
- 8 Selecione **Serviços de Arquivo e Armazenamento > Compartilhamentos**.
- 9 Clique com o botão direito na configuração do armazenamento compartilhado e selecione **Propriedades**.
- 10 Selecione **Configurações**.
- 11 Selecione **Habilitar enumeração baseada no acesso**.
- 12 Desmarque **Permitir cache de compartilhamento**.
- 13 Clique em **OK**.

O servidor de arquivos pode ser configurado em diferentes sistemas operacionais ou um NAS que suporte o compartilhamento de armazenamento usando o protocolo SMB.

## Preparar o Amazon Web Services S3

Revise as informações a seguir se estiver planejando usar o Amazon Web Services S3 para o armazenamento de arquivos.

### Nomear o bucket

Os nomes dos buckets devem ter entre 3 e 63 caracteres. Os nomes dos buckets podem consistir apenas em letras minúsculas, números e hífen (-).

Embora seja possível usar um ponto (.) em um bucket, isso não é recomendado porque não é um nome DNS amigável. Além disso, o host virtual ou validação de certificado não funcionará corretamente com um ponto (.)

### Permissões e melhores práticas

- Certifique-se de que o bucket do S3 não possa ser "publicamente" acessado pela Internet. Use controles centralizados para limitar o acesso.
- Siga os princípios de "acesso com privilégios mínimos". Conceda apenas as permissões necessárias para executar a tarefa.
- Para o OpenLab Server/ECM XT, os privilégios mínimos necessários para armazenar conteúdo em um bucket do S3 são os seguintes:
  - s3:PutObject
  - s3:GetObject
  - s3:ListBucketMultipartUploads
  - s3:ListBucket
  - s3>DeleteObject
  - s3:GetObjectVersion
  - s3:ListMultipartUploadParts
- Habilite o versionamento de objetos.
- Se uma instância do EC2 estiver acessando o bucket do S3 e a instância do EC2 tiver uma função IAM atribuída, a função IAM da instância do EC2 tem precedência sobre a configuração feita no Utilitário de Configuração do Servidor.
- Uma instância do AWS PostgreSQL requer que o recurso de transações preparadas esteja habilitado.

**Iniciar o Instalador do OpenLab 25**

**Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab 26**

Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software 26

Etapa 2 – Criar ou atualizar o esquema do banco de dados 28

Etapa 3 - Instalar ou Atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server 31

Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server 32

Use estes procedimentos para instalar o software do OpenLab Server ou do OpenLab ECM XT em uma topologia padrão. Os procedimentos de instalação dos sistemas Enterprise são fornecidos no *Guia de Instalação do Sistema Enterprise do OpenLab Server e OpenLab ECM XT*.

Um usuário de domínio do Windows é necessário como conta de serviço do OpenLab Server/ECM XT.

### NOTA

São necessários reinícios durante a instalação. Você deve fazer login usando a mesma conta de usuário que foi usada para iniciar a instalação.

### NOTA

Para obter os procedimentos para atualizar o sistema, consulte "**Atualizar Seu Sistema**" na página 62.



## Iniciar o Instalador do OpenLab

Se você ainda não o fez, use o procedimento a seguir para iniciar o Instalador do OpenLab.

- 1 Descompacte o pacote de software para uma unidade local. Clique com o botão direito no arquivo **setup.exe** e execute-o como um administrador. Se o Controle de Conta de Usuário (UAC) estiver ativo, esta etapa necessitará de uma confirmação ativa para continuar.
- 2 No menu suspenso, selecione **OpenLab Server/ECM XT > Padrão** e clique em **OK**.

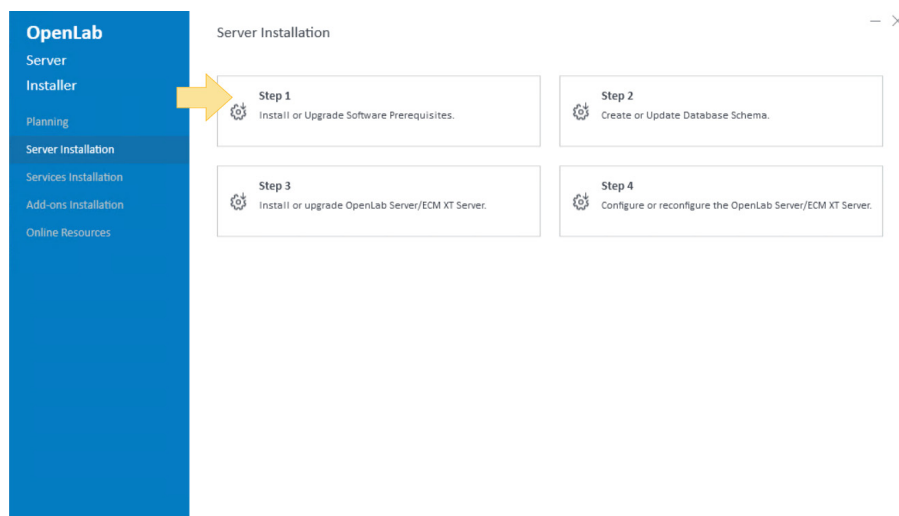
## Instalar o Software do Servidor de Aplicativos OpenLab

### CUIDADO

Registre e armazene as seleções que você usar durante essa instalação em um local físico diferente. Essas informações são necessárias para restaurar o sistema no improvável caso de seu sistema se tornar inoperável devido a uma falha de hardware ou software.

### Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software

- 1 Na tela **Instalação do Servidor**, clique em **Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software**.



- 2 Na guia **Tipo de Banco de Dados**, selecione o banco de dados do servidor que escolheu usar e clique em **Próximo**.

Selecione **Instalar um Servidor PostgreSQL Local** se estiver instalando uma topologia tudo-em-um e desejar que o Instalador instale o PostgreSQL na máquina local.

Selecione **Servidor PostgreSQL Externo** se estiver usando um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto. Se selecionar essa opção, pule para **etapa 6** para inserir as credenciais do componente.

Selecione **Microsoft SQL Server** se estiver usando um servidor SQL da Microsoft. Se selecionar essa opção, o instalador pula para a guia Credenciais do Componente.

- 3 Na guia **PostgreSQL**, se for uma nova instalação, insira o **Nome do Servidor** e a **Porta** e clique em **Próximo**. Se estiver configurando um banco de dados PostgreSQL remoto, o **Nome do Servidor** deverá ser o nome da máquina do banco de dados e a porta deverá ser configurada para a comunicação do PostgreSQL. Se for uma atualização, esta tela não é exibida.
- 4 Na guia **Configurações do PostgreSQL**, insira os caminhos de **Instalação** e **local** do **Banco de Dados**. Crie e confirme uma senha de superusuário do PostgreSQL. Se for uma atualização, esta tela não é exibida.

**NOTA**

O caminho de instalação e o local do banco de dados do PostgreSQL não podem conter nomes de pastas que comecem com as letras "t", "r" ou "n".

Por exemplo, um caminho de instalação do PostgreSQL "C:\Program Files (x86)\test\Agilent Technologies" ou um local de banco de dados do PostgreSQL "C:\Program Files (x86)\test\PostgreSQL" não são permitidos.

**NOTA**

Os seguintes caracteres não são permitidos em senhas de bancos de dados:

- Para SQLServer: ] [ “
- Para PostgreSQL: aspas simples, aspas duplas e caracteres UTF-8 multibyte

5 Clique em **Próximo**.

6 Na guia **Credenciais do Componente**, insira e confirme uma senha para os componentes do software. No caso de uma atualização, a nova senha redefinirá uma senha existente. Certifique-se de que documentar a senha em um local seguro.

A senha deve ter, no mínimo, oito caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número, e pode conter apenas os seguintes caracteres especiais: !@#\$%^&-+\_ =

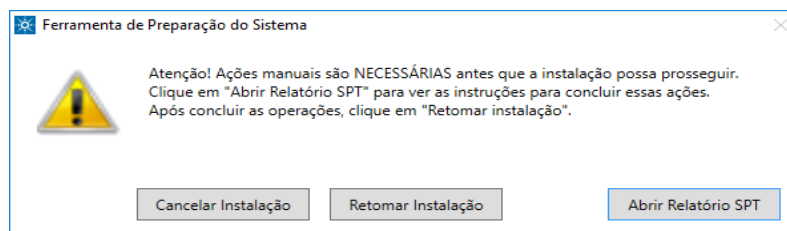
Clique em **Próximo**.

7 A página **Preparação do Sistema** aplica as configurações obrigatórias e recomendadas do Windows. O instalador mostra a lista de configurações recomendadas para o sistema. Você pode apagar os itens que não deseja aplicar no sistema. Outras configurações obrigatórias serão aplicadas automaticamente durante a instalação.

Se optar por retomar a instalação, clique em **Próximo**.

8 A guia **Revisão** exibe uma lista de componentes que serão instalados. Os itens listados dependem do tipo de banco de dados selecionado. Clique em **Instalar**.

Se for necessário executar ações manuais, será solicitado que cancele a instalação, retome a instalação ou abra o Relatório da SPT.



Opções para continuar:

- *Recomendado:* clique em **Abrir Relatório da SPT** para visualizar as instruções para concluir essas ações. Depois de concluir as operações, clique em **Retomar Instalação**.
- Clique em **Cancelar Instalação** para cancelar a instalação. Efetue as atualizações necessárias e reinicie a instalação.

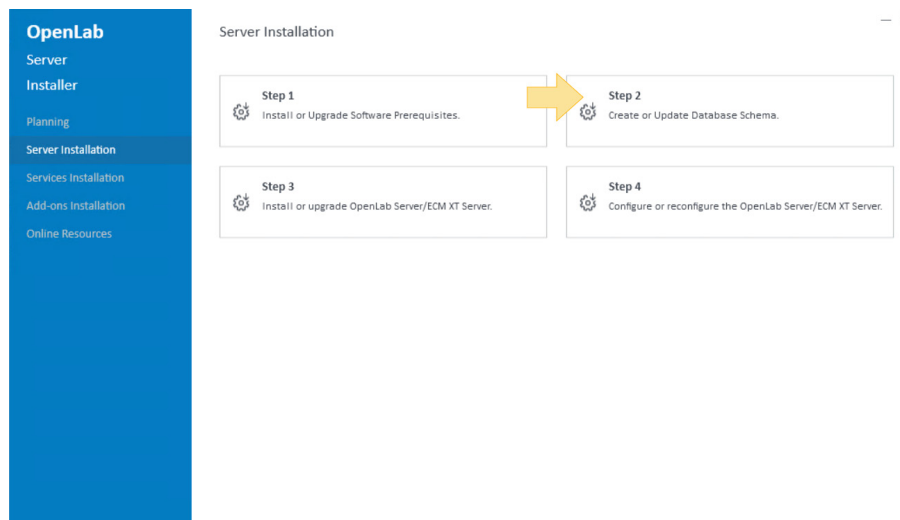
9 Clique em **Retomar Instalação** para fechar essa caixa de diálogo. A instalação continua mesmo se uma definição não tiver sido aplicada.

10 Quando a barra de progresso da instalação indicar 100%, clique em **Próximo**.

11 Na guia **Concluir**, clique em **Concluir**.

## Etapa 2 – Criar ou atualizar o esquema do banco de dados

- 1 Clique em **Etapa 2 – Criar ou Atualizar o Esquema do Banco de Dados**.



- 2 Se for instalar o **PostgreSQL Server**, consulte "**Para um servidor PostgreSQL**" na página 28.  
Se for instalar um **Servidor Microsoft SQL**, consulte "**Para um Microsoft SQL Server**" na página 29.

### Para um servidor PostgreSQL

Por padrão, será exibida a informação inserida em "**Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software**" na página 26.

- 1 Na guia **Servidor de Banco de Dados**, insira o **Nome do Servidor** e a **Porta**.

Selecione se está criando um banco de dados para o OpenLab Server/ECM XT ou conectando a um banco de dados já existente.

- **Criar um novo banco de dados para o OpenLab Server:** selecione esta opção se desejar que o instalador crie automaticamente o banco de dados. Esta opção requer o nome de usuário e senha do administrador do banco de dados.
- **Conectar e atualizar o banco de dados existente para o OpenLab Server:** selecione esta opção se já criou o esquema do banco de dados usando os scripts de SQL fornecidos.

### NOTA

O software não será instalado em um servidor cujo nome contenha o caractere de traço inferior.

Clique em **Próximo**.

- 2 Na guia **Autenticação do Banco de Dados**, as credenciais de superusuário criadas em "**Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software**" são preenchidas. Para redefinir a senha de superusuário, insira uma nova senha e selecione Redefinir Senha de Superusuário. Clique em **Próximo**.

Se estiver se conectando a um banco de dados existente, essa guia será ignorada.

- 3 Na guia **Informações do Esquema**, insira as informações para o banco de dados OpenLab Shared Services.

O banco de dados para OpenLab Shared Services é usado para administração do software e controle de acesso.

Crie e confirme a senha para o OpenLab Shared Services.

A Agilent recomenda que o nome de Usuário de Banco de Dados padrão permaneça inalterado.

Clique em **Próximo**.

- 4 Na guia **Revisão**, verifique as informações e clique em **Criar Banco de Dados**.
- 5 Após a criação bem-sucedida do banco de dados, clique em **Concluir**.

### Para um Microsoft SQL Server

Por padrão, será exibida a informação inserida em "**Etapa 1 – Instalar ou atualizar pré-requisitos de software**" na página 26.

- 1 Na guia **Servidor de Banco de Dados**, insira o nome do servidor ou o local do IP para o SQL Server. Selecione um dos seguintes:
  - **Conectar à instância padrão:** insira o **Número** da porta.
  - **Conectar à instância nomeada:** insira o **Nome da Instância**.

Selecione se está criando um banco de dados ou conectando a um banco de dados existente.

- **Criar um novo banco de dados para o OpenLab Server:** selecione esta opção se desejar que o instalador crie automaticamente o banco de dados. Esta opção requer o nome de usuário e senha do administrador do banco de dados.
- **Conectar e atualizar o banco de dados existente para o OpenLab Server:** selecione esta opção se já criou o esquema do banco de dados usando os scripts de SQL fornecidos.

## NOTA

O software não será instalado em um servidor cujo nome contenha o caractere de traço inferior.

Clique em **Próximo**.

- 2 Na guia **Autenticação do Banco de Dados**, selecione o modo de autenticação. Se você selecionar **Usar conta de administrador de banco de dados do SQL Server (sa)**, preencha os campos **Superusuário** e **Senha**.

Clique em **Próximo**.

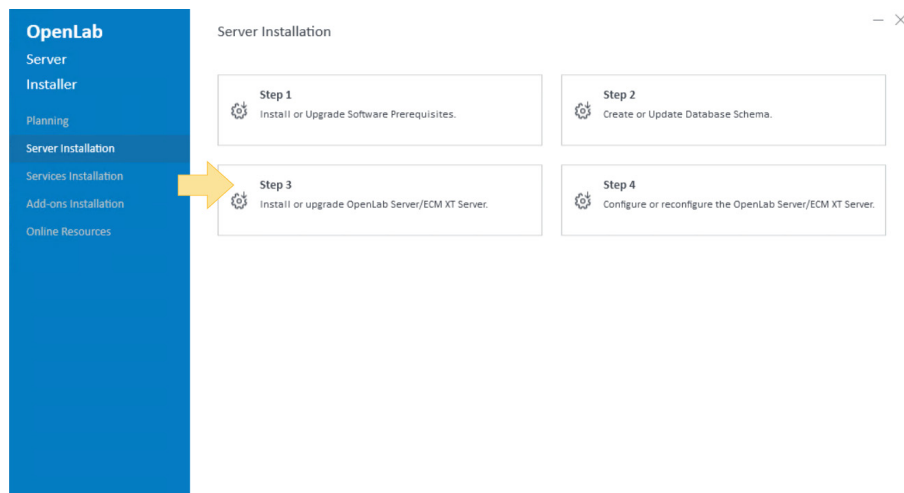
- 3 A guia **Informações do Esquema** exibe as informações a serem usadas para conectar aos bancos de dados do OpenLab Server. É recomendado que você mantenha o **Usuário de Banco de Dados** padrão.

Clique em **Próximo**.

- 4 Na guia **Revisão**, revise as informações e clique em **Criar Banco de Dados**.
- 5 Na guia **Concluir**, clique em **Concluir**.

## Etapa 3 - Instalar ou Atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server

- 1 Clique em **Etapa 3 - Instalar ou Atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server**.

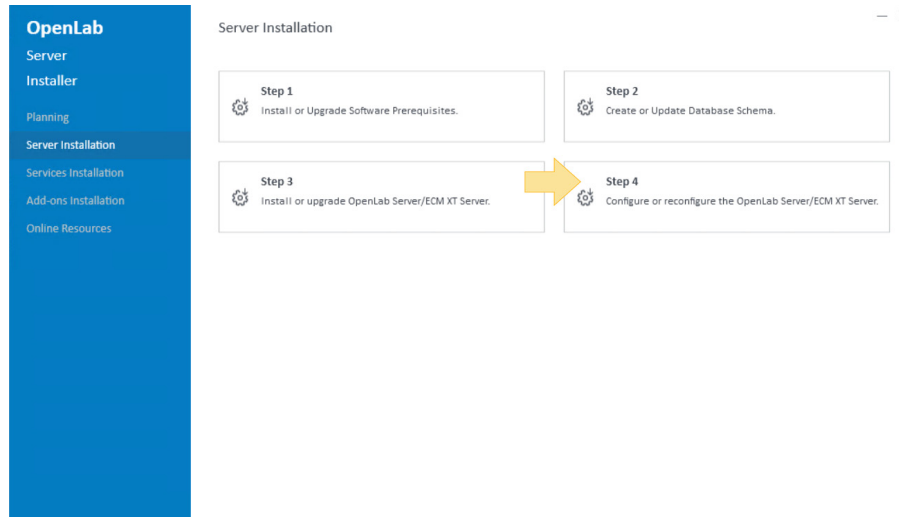


- 2 Na guia **Acordo de Licença**, revise e concorde com os termos da licença e clique em **Próximo**.
- 3 Na guia **Pastas de Instalação**, selecione a **Pasta de Instalação** e clique em **Próximo**.
- 4 A guia **Revisão** exibe os componentes que serão instalados. Para iniciar a instalação, clique em **Instalar**.
- 5 A guia **Instalar** exibe o status da instalação. Após a conclusão da instalação, clique em **Próximo**.
- 6 Na guia **Concluir**, clique em **Executar Verificação de Software** para verificar se o software foi instalado corretamente. **Reiniciar o computador agora** está selecionado por padrão e é recomendado. Se a caixa de seleção estiver selecionada, ao clicar em **Concluir**, o sistema é reiniciado e a Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server é iniciada automaticamente.

## Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server

A Etapa 4 usa o Utilitário de Configuração para configurar ou reconfigurar um servidor de aplicativos OpenLab.

- 1 Clique em **Etapa 4 – Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server**.



- 2 Se você já instalou o OpenLab Server ou OpenLab ECM XT e salvou as configurações como um arquivo de configuração, você pode reutilizar essas configurações importando o arquivo de configuração na guia **Boas-vindas**. Clique em **Próximo**.
- 3 Na guia **Credenciais de Acesso**, escolha uma conta do Windows para executar o serviço de armazenamento seguro. Esta conta deve ter acesso a todos os locais de armazenamento e deve ter a permissão "Logon como serviço" do Windows. Para fazer backup para um compartilhamento de rede, esta conta também deve ter a permissão para "Logon como um trabalho em lotes". Todas as instâncias que não são AWS S3 devem usar as mesmas credenciais para o caminho de armazenamento. Não são suportadas contas separadas para caminhos de armazenamento individuais.

Se você estiver usando um servidor de banco de dados PostgreSQL externo, use o usuário de domínio do Windows como a conta de serviço que foi criada em "**Etapa 2. Configurar um usuário personalizado**" na página 19.

Clique em **Verificar** para verificar as credenciais de acesso e, em seguida, clique em **Próximo**.

- 4 Na guia **Locais de Armazenamento**, digite um nome descritivo para o local de armazenamento do conteúdo. Este é o caminho que é usado para o armazenamento de arquivos gerados pelos aplicativos, como o OpenLab CDS. Não use símbolos nem caracteres especiais.

### NOTA

Após a instalação, você pode alterar ou adicionar locais de armazenamento usando o cliente Web Administração de Armazenamento em <https://localhost/OpenLab-Storage>.

Para o **Caminho do Local de Armazenamento**, se não desejar usar o caminho padrão, digite ou selecione o caminho desejado. O caminho deve ser um caminho local absoluto ou um compartilhamento UNC.

Clique em **Próximo**.



- 5 Na guia **Configuração do Certificado**, um certificado interno do Agilent OpenLab é selecionado e instalado por padrão. Em seguida, clique em **Próximo**. Para obter informações sobre como gerar certificados, consulte o *Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT*. Ao atualizar, essa configuração é redefinida para o certificado interno do Agilent OpenLab. Você deve reconfigurar qualquer certificado personalizado iniciando o Utilitário de Configuração em **menu Iniciar > Agilent Technologies > Utilitário de Configuração**.

**NOTA**

Durante a instalação inicial, não é possível optar por usar um certificado personalizado. Esta seleção só é possível durante a reconfiguração de um servidor após a instalação.

- 6 Na guia **Revisão**, revise o resumo de configuração do servidor. Para aplicar a configuração, clique em **Aplicar**.
- 7 Após a conclusão da configuração, clique em **Concluído**.

### Instalar o OpenLab Client Services 35

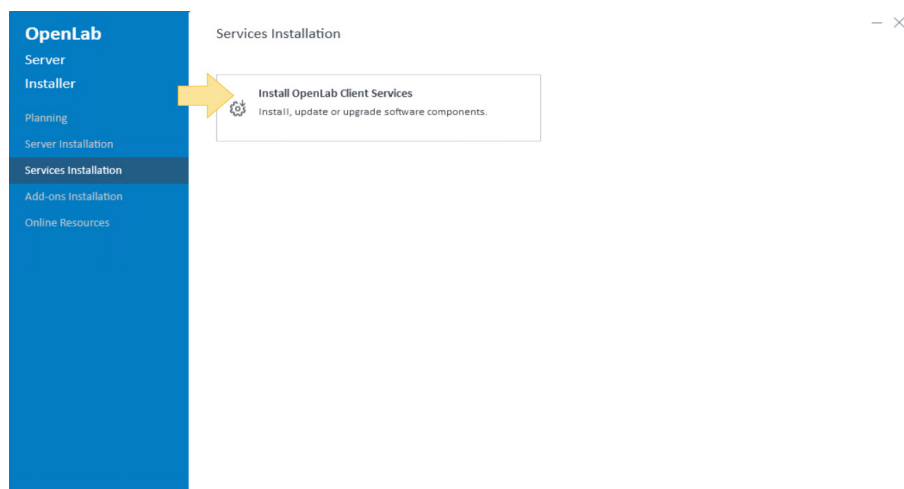
Use os procedimentos a seguir para instalar o software em qualquer número de clientes conectados ao servidor.

O OpenLab Client Services não precisa ser instalado quando usar o OpenLab CDS.

Antes da atualização do software ("**Etapa 3 - Instalar ou Atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server**" na página 31), todos os uploads do cliente devem ser interrompidos e a Fila de Upload de Arquivos no cliente deve estar vazia. Execute uma atualização do software em qualquer cliente que não tenha sido atualizado ao mesmo tempo que o servidor.

## Instalar o OpenLab Client Services

- 1 A partir do pacote de software, clique com o botão direito no arquivo **setup.exe** e execute-o como administrador. Se o Controle de Conta de Usuário (UAC) estiver ativo, esta etapa necessitará de uma confirmação ativa para continuar. Para iniciar o Instalador do OpenLab, execute o arquivo **setup.exe**.
- 2 No menu suspenso, selecione **OpenLab Server/ECM XT > Padrão** e clique em **OK**.
- 3 Selecione **Instalação de Serviços > Instalar OpenLab Client Services**.



- 4 Leia os termos do **Acordo de Licença**.  
Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação até que você concorde com esses termos.  
Clique em **Próximo**.
- 5 Na guia **Pasta de Instalação**, digite o nome da pasta ou procure a pasta onde deseja armazenar os componentes do aplicativo. Digite ou selecione o local para a Pasta de Cache. Essa pasta contém os dados internos usados pelo seu armazenamento selecionado.  
Clique em **Próximo**.
- 6 Na guia **Informações do Servidor**, insira o nome do host do servidor de aplicativos OpenLab e clique em **Conectar**. Clique em **Próximo**.
- 7 A guia **Preparação do Sistema** aplica as configurações obrigatórias e recomendadas do Windows.  
O instalador mostra a lista de configurações recomendadas para o sistema. Você pode desmarcar os itens que não deseja aplicar no sistema. Outras configurações obrigatórias serão aplicadas automaticamente durante a instalação.  
Clique em **Próximo**.
- 8 Na guia **Visualização da Instalação**, revise os componentes a serem instalados e clique em **Instalar**.
- 9 O progresso da instalação é exibido na guia **Instalação**. Após a conclusão da instalação, clique em **Próximo**.

- 10 Na guia **Concluir**, clique em **Executar Verificação de Software** para verificar se o software foi instalado corretamente. **Reiniciar o computador agora** é selecionado por padrão. Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.

Após uma instalação bem-sucedida, você pode acessar a interface Web do OpenLab Content Management através do seguinte URL: **https://<<server>>/openlab-storage/content/** onde <<server>> é o endereço do servidor no qual o OpenLab Server/ECM XT foi instalado.

### **Acessar o Painel de Controle 38**

### **Criar Usuários 39**

Adicionar usuários (apenas autenticação interna) 39

Importar usuários (apenas autenticação de Domínio do Windows) 40

Adicionar usuários a uma função 41

### **Obter Sua Licença 45**

Obter sua licença de software online 45

Criar uma conta SubscribeNet (somente novos usuários) 45

Gerar sua licença 46

### **Obter sua Licença de Software Offline 47**

### **Instalar Sua Licença 48**

## Acessar o Painel de Controle

- 1 Clique no atalho para o **Painel de Controle** na área de trabalho ou acesse **Iniciar > Agilent Technologies > Control Panel**.



- 2 Durante a instalação, o servidor de aplicativos é ativado automaticamente e configurado usando autenticação interna com um usuário padrão.

Inicie sessão com o usuário **admin** e a senha **openlab**.

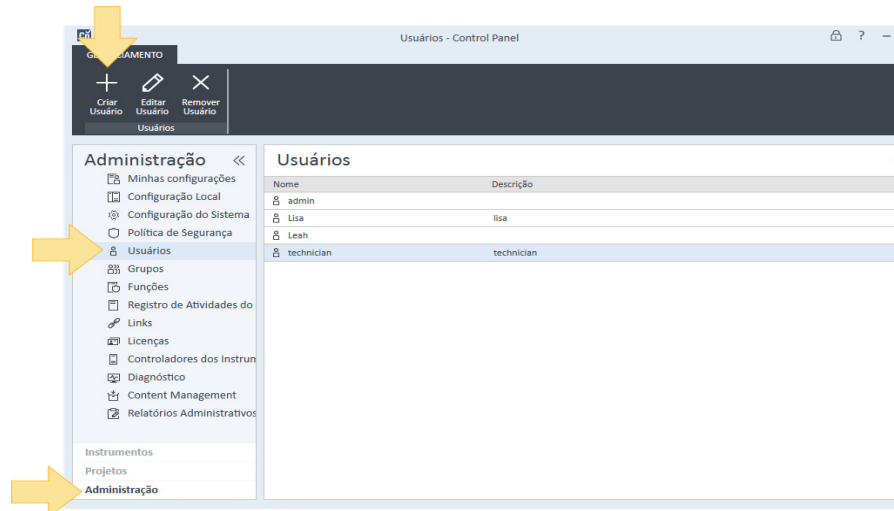
Na primeira conexão, o sistema requer a alteração da senha do usuário antes de prosseguir. Agora você pode alterar o modo de autenticação, se necessário.

Consulte a Ajuda online do Painel de Controle para obter mais informações.

## Criar Usuários

### Adicionar usuários (apenas autenticação interna)

- 1 Clique em **Administração > Usuários > Criar Usuário**.



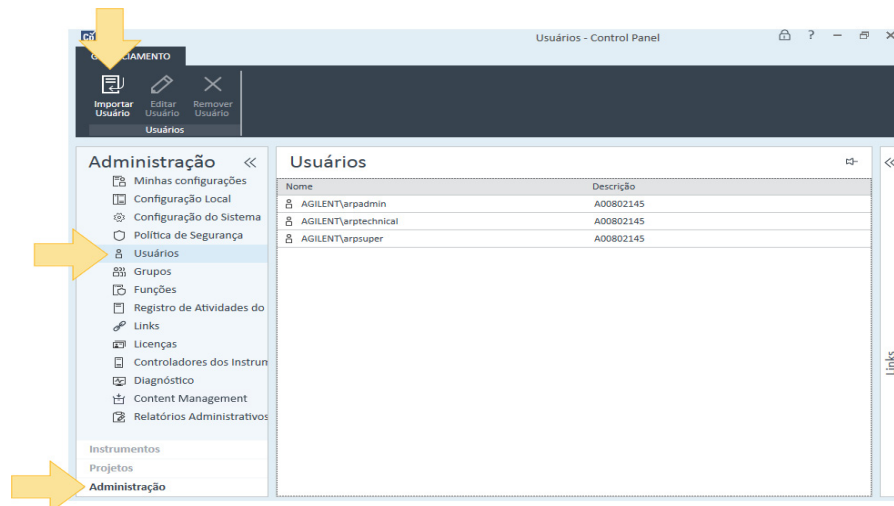
- 2 Informe um **Nome** e uma **Descrição** para o usuário.
- 3 Informe uma **Senha** para o usuário. Confirme a senha. O tamanho da senha é definido em Política de segurança.
- 4 Digite o **Nome Completo**, **E-mail** e **Informações de Contato** do usuário, se necessário. O nome completo é usado em entradas de registro de atividades e na mensagem de boas-vindas na parte inferior direita do Control Panel.

- 5 Selecione as opções de senha.
  - Para evitar que o usuário altere a senha atribuída, selecione **O usuário não pode alterar a senha**.
  - Para exigir que o usuário crie uma senha no próximo acesso, selecione a opção **O usuário deve alterar a senha no próximo login**.
  - Para permitir que o usuário utilize a senha atribuída ou altere essa senha a qualquer momento, desmarque as opções **O usuário não pode alterar a senha** e **O usuário deve alterar a senha no próximo login**.
  - Para definir que a senha nunca expire, selecione **Senha nunca expira**.
- 6 Para criar um perfil de usuário, mas evitar que o usuário acesse o Painel de Controle, selecione **Conta desativada**.
- 7 Clique em **OK**.

## Importar usuários (apenas autenticação de Domínio do Windows)

Para importar usuários para o seu sistema, é necessário que você tenha privilégios para obter informações de usuário e de grupo a partir do domínio.

- 1 Clique em **Administração > Usuários > Importar Usuário**.



- 2 Pesquise no seu domínio ou computador local e adicione usuários à lista de usuários autenticados do OpenLab. A senha do domínio do usuário será necessária para iniciar sessão no Painel de Controle.
- 3 Clique em **OK**.



## Adicionar usuários a uma função

Use o Control Panel para gerenciar as funções e os privilégios que afetam usuários do Secure Storage. É possível criar funções personalizadas ou atribuir uma ou mais das seguintes funções predefinidas do Secure Storage para dar aos usuários graus variáveis de acesso à interface da Administração de Armazenamento e do Navegador de Conteúdo.

**Tabela 6.** Privilégios e funções do Secure Storage

Privilégio	Descrição	Funções com este privilégio
Fazer check-in/check-out	Fazer check-out, check-in e desfazer check-out de arquivos. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desfazer check-out</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Colaborador de Secure Storage
Copiar arquivos/pastas	Copiar arquivos e pastas para outro local no armazenamento seguro. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Copiar</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Colaborador de Secure Storage
Criar/Renomear pasta	Criar ou renomear pasta. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Criar pasta</li> <li>Renomear pasta</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Colaborador de Secure Storage
Excluir arquivos/pastas	Excluir arquivos e pastas do armazenamento seguro. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Excluir</li> </ul>	Administração do Secure Storage Excluir Conteúdo no Secure Storage
Baixar arquivos/pastas	Baixar arquivos e pastas. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Baixar</li> <li>Baixar como zip</li> <li>Visualizar arquivos</li> <li>Criar link de arquivo/pasta</li> <li>Usar link de arquivo/pasta</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Aprovador do Secure Storage Arquivista de Secure Storage Colaborador de Secure Storage Visualizador de Secure Storage
Assinar arquivos eletronicamente	Adicionar assinatura eletrônica aos arquivos de dados. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Assinatura Eletrônica</li> </ul>	Aprovador do Secure Storage
Bloquear arquivos/pastas	Bloquear arquivos e pastas para que não possam ser alterados ou excluídos. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloquear</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Arquivista de Secure Storage
Mover arquivos/pastas	Mover arquivos e pastas para outro local no armazenamento seguro. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mover</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Colaborador de Secure Storage
Desfazer checkout para outros usuários	Desfazer checkout para arquivos verificados por outros usuários	Administrador de Secure Storage
Desbloquear arquivos/pastas	Desbloquear arquivos e pastas. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Desbloquear</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Arquivista de Secure Storage
Carregar arquivos/pastas	Carregar arquivos e pastas no armazenamento seguro. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Carregar</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Colaborador de Secure Storage

## Configurar o Painel de Controle

### Adicionar usuários a uma função

**Tabela 6.** Privilégios e funções do Secure Storage (continuação)

Privilégio	Descrição	Funções com este privilégio
Visualizar o conteúdo	Acessar capacidades essenciais. No Navegador de Conteúdo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer login</li> <li>Procurar conteúdo</li> <li>Visualizar propriedades do arquivo</li> <li>Visualizar propriedades da pasta</li> <li>Pesquisa Rápida</li> </ul>	Administrador de Secure Storage Aprovador do Secure Storage Arquivista de Secure Storage Colaborador de Secure Storage Excluir Conteúdo no Secure Storage Visualizador de Secure Storage
Visualizar projeto ou grupo de projetos	(Privilégio do Shared Services) Visualizar um projeto e seus detalhes no Control Panel, mas não o editar.	Administrador de Secure Storage Aprovador do Secure Storage Arquivista de Secure Storage Colaborador de Secure Storage Excluir Conteúdo no Secure Storage Visualizador de Secure Storage

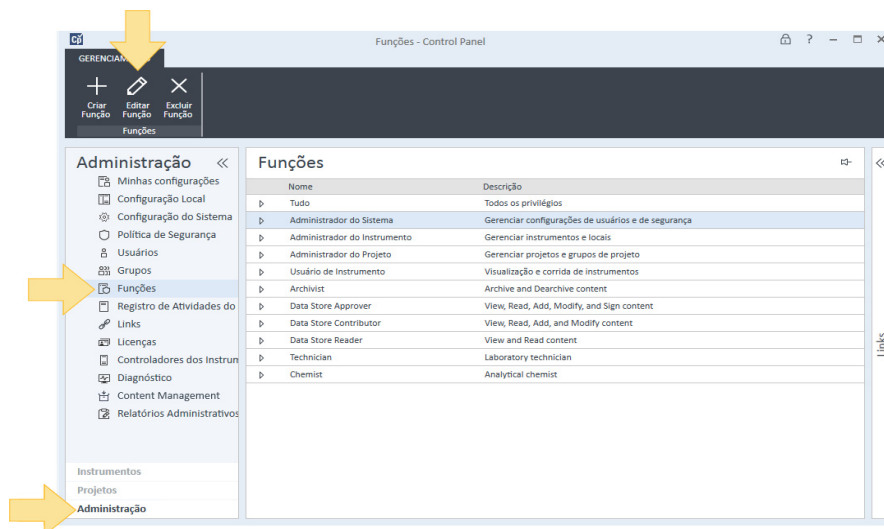
**Tabela 7.** Funções e privilégios da Administração de Armazenamento

Privilégio	Descrição	Funções com este privilégio
Importar arquivos/pastas	Importar arquivos e pastas em massa. Em Administração de Armazenamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer login</li> <li>Importar em massa</li> </ul>	Importador em Massa
Gerenciar armazenamento de arquivos	Acessar e mover arquivos entre locais de armazenamento. Em Administração de Armazenamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer login</li> <li>Mover arquivos entre locais de armazenamento (realocar arquivos)</li> </ul>	Gestor de Locais de Armazenamento de Arquivos Gestor de Configuração de Armazenamento
Gerenciar locais de armazenamento	Acessar e adicionar/editar locais de armazenamento. Em Administração de Armazenamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer login</li> <li>Adicionar ou editar locais de armazenamento</li> </ul>	Gestor de Configuração de Armazenamento Gestor de Locais de Armazenamento
Agendar bloqueio de arquivo	Acessar e gerenciar agendamentos de bloqueio de arquivos. Em Administração de Armazenamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fazer login</li> <li>Visualizar, adicionar e editar agendamentos de bloqueio</li> </ul>	Gestor do Agendador de Bloqueio
Visualizar projeto ou grupo de projetos	(Privilégio do Shared Services) Visualizar um projeto e seus detalhes no Control Panel, mas não o editar.	Visualizar Conteúdo de Administração de Armazenamento
Visualizar conteúdo de administração de armazenamento.	Navegar pela estrutura do conteúdo de armazenamento. Em Administração de Armazenamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Navegar pela estrutura do conteúdo de armazenamento. (Permissão do projeto)</li> </ul>	Visualizar Conteúdo de Administração de Armazenamento

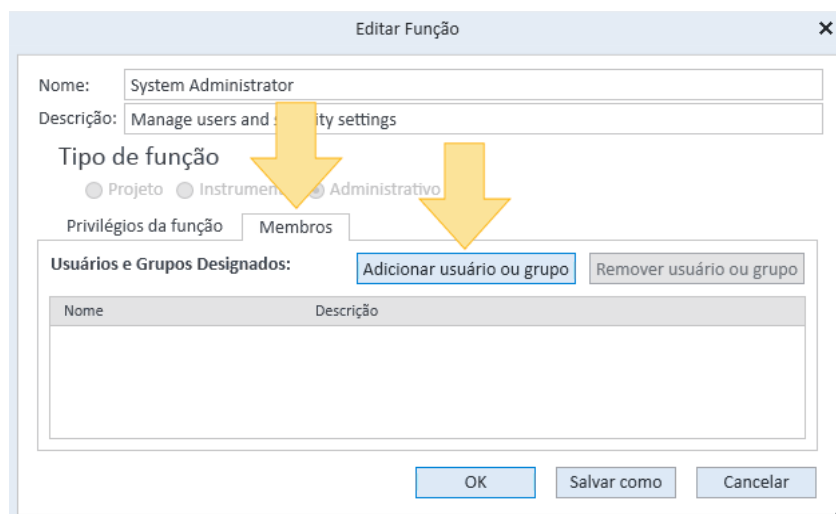
## Configurar o Painel de Controle

### Adicionar usuários a uma função

- 1 Clique em **Administração > Funções**.
- 2 Selecione a função que você deseja atribuir aos usuários e clique em **Editar função**.



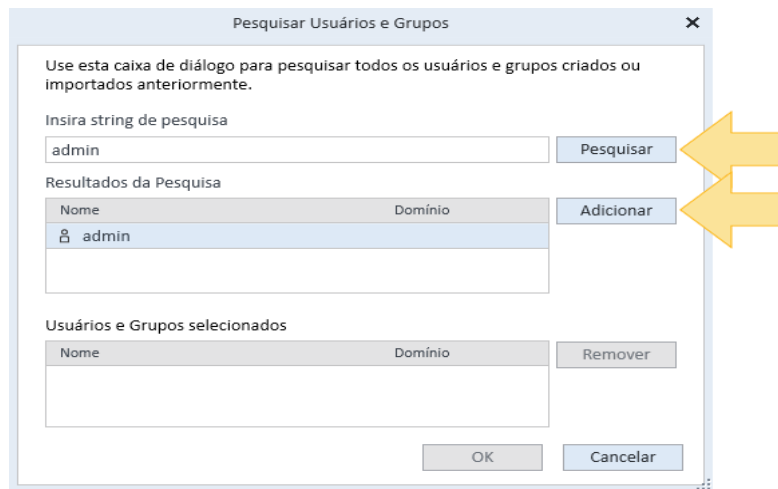
- 3 Na guia **Membros**, clique em **Adicionar usuário ou grupo**.



## Configurar o Painel de Controle

### Adicionar usuários a uma função

- 4 Digite um termo de busca e clique em **Pesquisar** para visualizar uma lista de usuários e grupos no seu sistema.
- 5 Selecione um usuário ou grupo e clique em Adicionar.



- 6 Clique em OK.

## Obter Sua Licença

O arquivo de licença contém a licença do software. Esse arquivo é instalado no servidor de licenças, no computador da estação de trabalho ou no servidor de Shared Services no qual seu produto foi instalado. O arquivo de licença está vinculado a esse endereço de servidor e não pode ser movido para outro servidor.

A informação no arquivo de licença define o tipo de sistemas de dados conectados e o tipo de arquivos armazenados no armazenamento seguro, o número de instrumentos que podem estar conectados ao armazenamento e sua capacidade de acessar e executar certas atividades na interface do Navegador de Conteúdo ou da Administração de Armazenamento.

### Obter sua licença de software online

A maneira mais eficiente de gerenciar e manter sua licença é pela Internet; contudo, se você não tiver uma conexão à internet, consulte **"Obter sua Licença de Software Offline"** na página 47.

Tenha em mãos as informações a seguir, fornecidas no envelope lavanda que contém o seu certificado de posse do software (Software Entitlement Certificate). Caso não tenha recebido um envelope lavanda, entre em contato com seu fornecedor ou com o suporte interno.

- A etiqueta do código de autorização
- O URL para o SubscribeNet

### Criar uma conta SubscribeNet (somente novos usuários)

Se você for um novo usuário que não se tenha registrado no SubscribeNet, é necessário criar uma conta primeiro.

Se você já estiver registrado no SubscribeNet, vá direto para a seção **Gerar sua licença**.

- 1 Em qualquer computador com acesso à Internet, insira o URL do SubscribeNet em um navegador.
- 2 Clique em **Clique AQUI para se registrar**.
- 3 Insira o código de autorização da etiqueta e preencha as informações do perfil. O endereço de e-mail fornecido será a ID de login.
- 4 Clique em **Enviar**.

Um nome de conta será gerado e exibido. O sistema também irá enviar uma mensagem de e-mail com as seguintes informações:

- Nome da conta
- ID de login
- Senha
- Um link para acessar seu grupos de licenças no site do SubscribeNet

## Gerar sua licença

- 1 Em seu OpenLab Content Management Server, use o link para abrir o site SubscribeNet.
- 2 Inicie sessão no SubscribeNet usando sua ID e senha de login.
- 3 Selecione a conta da SubscribeNet associada a esse Código de Autorização caso tenha mais de uma conta.
- 4 Clique em **Gerar licenças** na barra de navegação à esquerda e siga as solicitações para gerar a sua nova licença.
  - O **NOME DO HOST** do computador que você informar deve corresponder ao nome de rede do computador no qual o Painel de Controle está sendo executado. Não insira referências de sufixo DNS (domain.com) no nome da máquina. Se os domínios ou o nome do computador forem alterados após a licença ser instalada, essa licença deverá ser removida e uma nova licença deverá ser criada no SubscribeNet, baixada e instalada.
  - O endereço MAC é aquele do servidor de Shared Services. Para recuperar seu endereço MAC, consulte o tópico de Ajuda online do Painel de Controle, **Gerenciar o servidor de licenças > Copiar endereço MAC**. Se o adaptador de rede que fornece o endereço MAC usado durante a criação da licença for removido da máquina, sua licença não será mais válida. Será preciso gerar uma nova licença com um MAC atualmente disponível no servidor de licenças.
- 5 Quando o sistema gerar a licença, clique em **Baixar Arquivo de Licença** e salve o arquivo de licença no seu computador e em um local de backup (como um dispositivo de armazenamento portátil).

## Obter sua Licença de Software Offline

Se você não tiver uma conexão à internet, basta que você ou o engenheiro de serviço local envie as informações necessárias à Agilent para que a conta de licença seja criada em seu nome.

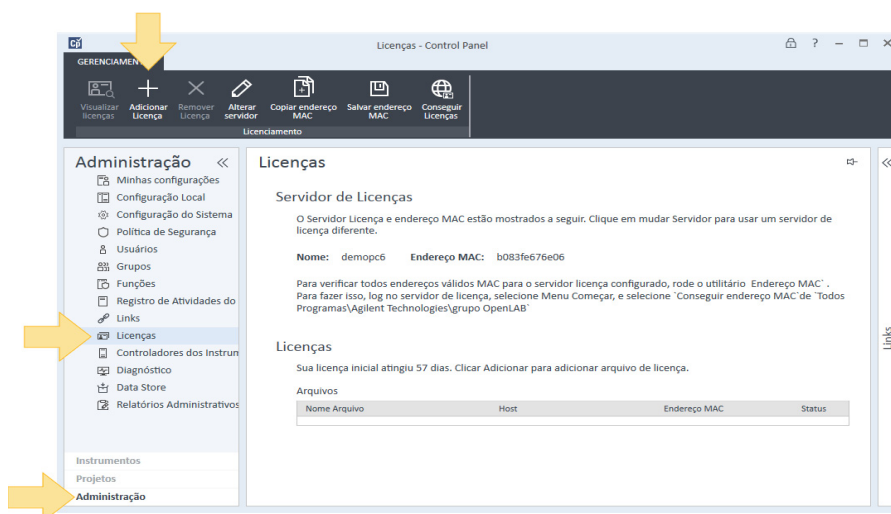
- 1 Tenha em mãos as informações necessárias do cliente.
  - Nome da empresa
  - Nome do departamento/laboratório
  - Nome e sobrenome
  - Endereço de e-mail
  - Número de telefone
  - Endereço, cidade, estado/província, código postal, país
  - A etiqueta com o código de autorização fornecida no envelope lavanda que contém o seu certificado de posse do software (Software Entitlement Certificate).
- 2 Entre em contato com o centro de vendas e serviços local da Agilent.

Após fornecer todas as informações necessárias, a Agilent irá gerar um arquivo de licença em seu nome através do SubscribeNet. O arquivo de licença será enviado para o seu endereço de envio em um CD ou o FSE local irá entregá-lo em mãos em um pen-drive.

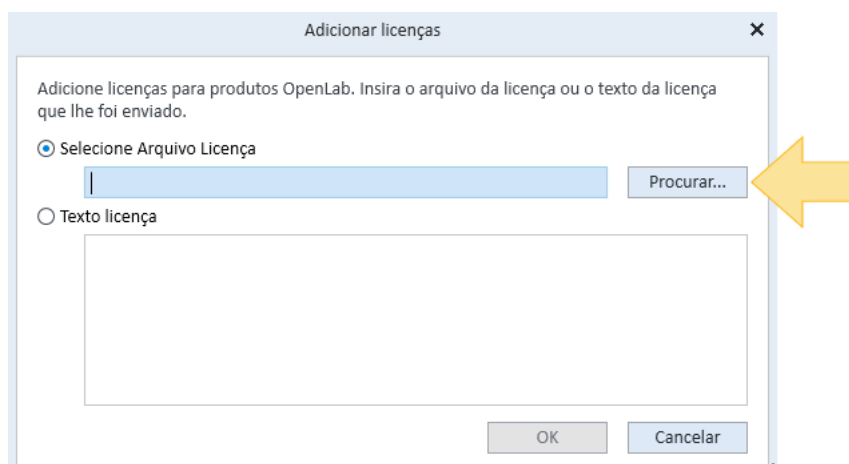
## Instalar Sua Licença

Para que seu sistema esteja totalmente operacional, você deve adicionar sua licença ao Painel de Controle.

- 1 Clique no atalho para o **Painel de Controle** na área de trabalho ou acesse **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > OpenLab > OpenLab Control Panel**.
- 2 Clique em **Administração > Licenças > Adicionar Licença**.



- 3 Clique em **Procurar**.



- 4 Navegue até o arquivo de licença e selecione-o (no CD, pen-drive ou pasta de rede) e clique em **Abrir**.
- 5 Clique em **OK**.



**Iniciar o Instalador do OpenLab** 50

**Instalar o Import Scheduler** 51

**Instalar o Import Services** 52

Utilize esses procedimentos para instalar os complementos do OpenLab ECM XT.

Os complementos só podem ser instalados em um sistema executando o OpenLab Server com uma licença do ECM XT. Os complementos também podem ser instalados em uma topologia de Serviços para o Secure Storage.

### NOTA

O OpenLab Client Services deve ser instalado antes da instalação de um complemento do ECM XT. Consulte "[Instalar o OpenLab Client Services](#)" na página 34.

## Iniciar o Instalador do OpenLab

O add-on software do OpenLab ECM XT é instalado com o Instalador do OpenLab. Para iniciar o Instalador do OpenLab, copie a mídia do software do OpenLab ECM XT para uma unidade local e execute o **Setup.exe**.

## Instalar o Import Scheduler

O programa complementar Import Scheduler automatiza a transferência de dados analíticos de seu laboratório para o Secure Storage.

Para obter informações sobre a instalação desse complemento, consulte o *Guia de Instalação do Import Scheduler do Agilent OpenLab ECM XT*.

## Instalar o Import Services

Use o programa Import Services para importar facilmente arquivos de pastas locais para o Secure Storage diretamente da sua área de trabalho.

- 1 Na página **Instalação de Complementos**, clique em **Instalar Import Services**.
- 2 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação até que você concorde com esses termos.
- 3 Utilize a **Pasta de Instalação** padrão, ou procure ou digite o nome da pasta onde deseja armazenar os componentes do aplicativo, e clique em **Próximo**.
- 4 Analise a **Visualização da instalação** e clique em **Instalar**.
- 5 Após a conclusão da instalação, clique em **Próximo**.
- 6 A Agilent recomenda que o sistema seja reiniciado após o término da instalação. Selecione **Reiniciar o computador agora**, e clique em **Concluir** para sair do instalador.

Para iniciar o Import Services, vá para Iniciar > Agilent Technologies > ECM XT Import Services. Para obter informações sobre como usar o Import Services, consulte a Ajuda online do Import Services.

## Instalação e Configuração para Implantações na Nuvem

### Instalação e Configuração na Nuvem 54

- Etapa 1 Preparação para instalação na nuvem 54
- Etapa 2 Instalar e preparar seus computadores na nuvem 54
- Etapa 3 Obter um certificado comercial 54
- Etapa 4 Instalar o OpenLab Server/ECM XT na nuvem 55
- Etapa 5 (Apenas AWS) Adicionar o local de armazenamento no AWS 55
- Etapa 6 Configurar o sistema 55
- Etapa 7 Instalação do controlador de instrumentos da Agilent e do cliente CDS no local 56
- Problemas conhecidos com a configuração na nuvem 57

Esta seção serve como orientação para instalação e configuração pós-instalação de um sistema cliente/servidor do OpenLab CDS em uma plataforma de nuvem.

## Instalação e Configuração na Nuvem

Realize as seguintes etapas para instalar em uma implantação na nuvem.

### Etapa 1 Preparação para instalação na nuvem

Antes da instalação, você deve tratar do seguinte:

- Sua nuvem privada virtual está implantada e atende aos requisitos estabelecidos no *Guia de Requisitos do OpenLab CDS* e no *Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e ECM XT*, incluindo redes e portas necessárias. Sigas as orientações de melhores práticas fornecidas pelo seu fornecedor de serviços em nuvem e pela Agilent Technologies.
- Revise as orientações da Agilent sobre quais componentes devem ser instalados no local e quais componentes podem ser instalados na nuvem. O *Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e ECM* inclui informações abrangentes sobre as diferentes topologias suportadas.
- A comunicação de rede entre as instâncias na nuvem e os computadores locais deve seguir os requisitos de rede especificados no *Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e ECM XT*.
- Uma instância do AWS PostgreSQL requer o recurso de transações preparadas ativado.

### Etapa 2 Instalar e preparar seus computadores na nuvem

Crie sistemas Windows, servidor de banco de dados e armazenamento de arquivos em instâncias na nuvem seguindo os requisitos especificados no *Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT*. Consulte as seções **"Antes de Começar"** na página 11 e **"Configurar um Servidor de Banco de Dados Remoto"** na página 16.

Ao instalar o AWS RDS, aplique a seguinte configuração:

- 1 Crie um novo grupo de parâmetros personalizados.
- 2 Defina a transação max\_prepared = 300.
- 3 Salve as alterações e reinicie a instância do banco de dados.

### Etapa 3 Obter um certificado comercial

Usando as instruções no capítulo *Protegendo o Sistema* do *Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT*, obtenha seu certificado comercial e o tenha disponível para instalação.

## Etapa 4 Instalar o OpenLab Server/ECM XT na nuvem

Seguindo as instruções neste guia para a sua topologia, instale o OpenLab Server/ECM XT. Certifique-se de ter seguido as instruções nas seções "**Antes de Começar**" na página 11 e "**Configurar um Servidor de Banco de Dados Remoto**" na página 16. Para instalações na nuvem, é recomendado um certificado comercial.

### NOTA

Use sempre nomes de domínio totalmente qualificados (FQDN) durante a instalação.

#### Instalar um certificado comercial

Por padrão, a Agilent instala um certificado Agilent. Para instalações na nuvem, é recomendado um certificado comercial. Os procedimentos para obter e instalar um certificado comercial se encontram no *Guia de Administração do OpenLab Server e ECM XT*, no capítulo Protegendo o Sistema.

## Etapa 5 (Apenas AWS) Adicionar o local de armazenamento no AWS

- 1 No servidor de aplicativos, abra Administração de Armazenamento a partir de <https://<Server FQDN>/openlab-storage-admin>.
- 2 Na guia **Gerenciar Armazenamento**, adicione um local de armazenamento.
  - a Selecione AWS S3 para o Tipo de Local de Armazenamento. Preencha os campos com as informações para a sua instância do AWS S3
    - No campo **Nome do Armazenamento**, digite um nome exclusivo para o novo local de armazenamento.
    - No campo **Caminho do Armazenamento**, digite o nome da pasta no bucket do AWS S3 para o novo local de armazenamento.
  - b Torne este o local de armazenamento principal.

## Etapa 6 Configurar o sistema

- 1 Reinicie o servidor de aplicativos.
- 2 No servidor de aplicativos, realize as seguintes etapas de configuração.

#### Atualizar a configuração do OpenLab Shared Services

- 1 No servidor de aplicativos OpenLab, no menu Iniciar, inicie Agilent Technologies > Shared Services Maintenance.
- 2 Adicione um novo servidor com o nome de domínio totalmente qualificado do servidor e defina-o como padrão.
  - a Selecione **Adicionar Servidor**.
  - b Nome: Insira um nome para o servidor.
  - c Servidor: Insira o nome de domínio totalmente qualificado do servidor.

- d Descrição (opcional).
  - e Clique em **Testar Conexão** e continue se a conexão tiver sido bem-sucedida.
  - f Selecione o servidor adicionado da lista e clique em **Definir como Padrão**.
- 3 Clique em **Aplicar**. Isso reinicia o OpenLab Shared Services.

#### Alterar o servidor de licenças

- 1 Inicie o Control Panel para OpenLab.
- 2 Vá para a guia Administração e selecione **Licenças**.
- 3 Na faixa de opções superior, clique em **Alterar o Servidor**.
- 4 Atualize o servidor de Licenças para o nome de domínio totalmente qualificado do servidor de licenças e clique em **OK**.

#### Alterar o nome do host

- 1 Vá para a guia Administração e selecione **Configuração do Sistema**.
- 2 Na faixa de opções superior, clique em **Editar Configurações do Sistema**.
- 3 Na caixa de diálogo Editar Configurações do Sistema, altere o menu suspenso de tipo de armazenamento para **Secure Storage**.
- 4 Clique em **Próximo**.
- 5 Marque a caixa de seleção **Alterar servidor**. Atualize o URL do Secure Storage para o nome de domínio totalmente qualificado do seu servidor de armazenamento e, em seguida, clique em **Ativar**. Uma mensagem é exibida informando de que o Secure Storage foi ativado com sucesso.
- 6 Clique em **Aplicar** e confirme as alterações.

## Etapa 7 Instalação do controlador de instrumentos da Agilent e do cliente CDS no local

- 1 Siga o *Guia do Controlador de Instrumentos da Agilent e Cliente CDS do OpenLab* para instalar o controlador de instrumentos da Agilent e o cliente CDS no local.
- 2 Siga o *Guia de Instalação do OpenLab Server e OpenLab ECM XT* para instalar o OpenLab Client Services e complementos.

#### NOTA

Use sempre o FQDN do servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT quando solicitado durante a instalação.



## Problemas conhecidos com a configuração na nuvem

Esta seção contém descrições dos problemas conhecidos e como solucioná-los.

Se o Utilitário de Configuração do OpenLab Server for executado após aplicar as alterações descritas acima, as alterações de **"Atualizar a configuração do OpenLab Shared Services"** na página 55 serão substituídas e precisarão ser reaplicadas. Isso inclui as alterações manuais relacionadas ao nome de domínio totalmente qualificado na ferramenta do utilitário OpenLab Shared Services Maintenance. Por exemplo, isso pode ocorrer ao aplicar um certificado pós-instalação.

### **Configurar o Programa Antivírus 59**

Configurações para o software antivírus Trend Micro 59

### **Executar uma Verificação da Instalação 61**

Sobre a Ferramenta de Verificação de Software 61

Executar a Ferramenta de Verificação de Software 61

Este capítulo descreve as tarefas que são relevantes depois de finalizar a instalação.

## Configurar o Programa Antivírus

Você pode usar qualquer programa de antivírus para proteger o seu sistema. As informações a seguir foram desenvolvidas usando programas de antivírus testados pela Agilent e listados no *Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT*.

- 1 Abra as portas de firewall listadas em "**Configurar o computador ou computadores servidor**" na página 13.
- 2 As pastas a seguir devem ser excluídas de uma verificação antivírus. Caso deseje realizar a verificação nessas pastas, verifique-as enquanto o sistema ainda não está adquirindo ou efetuando a análise de dados, pois a verificação poderá causar lentidão ou cancelamento das execuções devido ao acesso simultâneo ao mesmo arquivo pelo programa antivírus e o aplicativo CDS. (A unidade padrão é mostrada. Altere, se necessário.)
  - Exclua todos os locais de armazenamento configurados (por exemplo, C:\SSStorage)
  - [C:\]Program Files (x86)\Agilent Technologies
  - [C:\]ProgramData\Agilent
  - [C:\]ProgramData\Agilent Technologies, Inc
  - [C:\]ProgramData\Firebird
  - [C:\]ProgramData\IsolatedStorage

Consulte a documentação específica do seu software antivírus para saber como configurar as exclusões de pastas.

### NOTA

Para software antivírus com prevenção de invasão de rede, espere ver alguma degradação no desempenho geral do sistema. Para desabilitar a prevenção de invasão de rede, consulte as instruções do software antivírus.

## Configurações para o software antivírus Trend Micro

O OpenLab CDS também pode ser utilizado com outros programas antivírus. Se você usar o Trend Micro, recomenda-se utilizar as configurações a seguir para otimizar o desempenho do sistema. Além disso, coloque determinados aplicativos na lista branca para melhorar o desempenho, especialmente se o seu software de antivírus consumir uma grande quantidade de recursos da CPU. Outros programas de antivírus podem requerer o mesmo nível de configuração.

- 1 Se a sua versão do Trend Micro possuir a **Reputação da Web**: desligue para maximizar o desempenho.

O risco ao desligar a Reputação da Web na máquina é que o tráfego durante a navegação pela Web não será verificado.

Certifique-se de que não haja outro verificador de URL/Web no nível de gateway para proteger o ponto final, ou assegure que os pontos finais tenham acesso limitado à internet. Essas máquinas de produção não devem ter acesso a sites da Internet, de onde a maioria das infecções são provenientes.

**2 Verificação em tempo real:** Adicione exclusões e modifique o sentido da verificação de **Criado/Modificado/Recuperado** para **Criado/Modificado**.

As exclusões garantem que o diretório de trabalho da Agilent Technologies não será verificado, melhorando assim o desempenho.

O risco é de que somente arquivos criados e alterados nessa máquina são verificados. Os arquivos que forem apenas acessados serão ignorados. Os arquivos inativos que foram infectados sem serem notados na época em que foram criados ou gravados na máquina não serão verificados.

Aumente a verificação agendada para diariamente garantir que todos os arquivos na máquina sejam verificados quanto à existência de infecções que estejam inativas ou não estejam em movimento.

**3 Monitoramento do comportamento:** Coloque as seguintes pastas na lista branca para que sejam excluídas da varredura automatizada. Consulte as informações fornecidas pelo seu programa de antivírus. Observe que se um dos arquivos excluídos for infectado, não será detectado. Para evitar riscos, acione diariamente uma varredura agendada para incluir esses arquivos.

- Program Files (x86)\Agilent Technologies\Certificate Service\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\Data Collection Agent\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab\Services\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab Services\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab Backup Utility
- \Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab Restore Utility
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab Platform\Data Repository\Data Repository\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab Platform\Reverse Proxy
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenSearch\
- Program Files (x86)\Agilent Technologies\Test Services

Adicione a seguinte lista de programas aos **Programas aprovados**.

- OpenLab\Services\Distributed Transaction Coordinator Service\Agilent.OpenLab.DistributedTransactionCoordinator.Rest.exe
- OpenLab Backup Utility\Monitoring Service\Agilent.OpenLab.BackupRestore.BackupMonitoringService.exe
- OpenLab Backup Utility\Notification Service\Agilent.OpenLab.BackupRestore.NotificationService.exe
- OpenLab Backup Utility\Task Status Cache Service\Agilent.OpenLab.BackupRestore.TaskStatusCacheService.exe
- OpenLab\Services\Electronic Signature Service\Agilent.OpenLab.ESignature.Rest.exe

**4 Monitoramento em tempo real:** Adicione a pasta abaixo à lista de exclusão da configuração de Monitoramento em tempo real: C:\Program Files (x86)\Agilent Technologies\

## Executar uma Verificação da Instalação

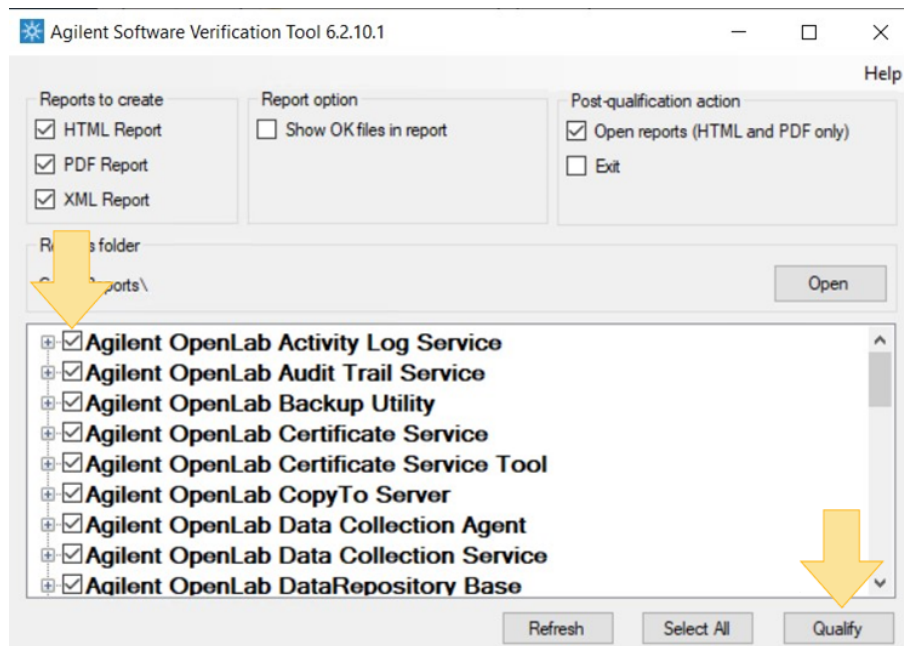
### Sobre a Ferramenta de Verificação de Software

Por haver um procedimento de instalação separado para cada computador cliente no seu sistema, você pode optar por executar a ferramenta de verificação de software durante a instalação ou em algum momento após o sistema ter sido completamente instalado.

Utilize esse procedimento se o seu sistema estiver completamente instalado e você quiser confirmar que o sistema foi elaborado e instalado corretamente e que todas as especificações de projeto foram atendidas.

### Executar a Ferramenta de Verificação de Software

- 1 Acesse **Iniciar > Agilent Technologies > Ferramenta de Verificação de Software**.
- 2 Selecione os produtos a serem qualificados e clique em **Qualify**. O sistema executará o aplicativo e gerará um Relatório de verificação de software. Caso o relatório indique alguma falha, verifique os requisitos do computador e reinstale o sistema de dados. Não use o sistema até que o relatório de verificação do software forneça um resultado positivo.



### **Visão Geral 63**

Fluxo de trabalho para uma atualização no local 64

Fluxo de trabalho para atualização para novo hardware 65

### **Tarefas Pré-atualização para Todos os Sistemas 66**

Atualizar um sistema no local 67

Atualização no local para novo hardware 72

Atualizar suas licenças 74

**Atualizar um Sistema com Servidor de Banco de Dados PostgreSQL Remoto 75**

## Visão Geral

O procedimento para atualizar um sistema OpenLab Server/ECM XT da v2.5, v2.6 ou v2.7 para a v2.8 geralmente envolve várias etapas para garantir um sistema atualizado totalmente funcional.

Observações importantes:

- Faça um backup completo do seu sistema existente antes de começar. Use os utilitários e procedimentos de backup fornecidos com o seu sistema existente.
- Certifique-se de que o seu hardware e software atendam ou excedam os requisitos de hardware e software para a v2.8.
- Execute *todas as etapas* do procedimento na ordem apresentada.
- Para realizar a atualização, você deve ter uma licença válida para o seu sistema existente (uma licença válida atual ou uma licença de inicialização não expirada).
- O Servidor SQL 2022 não é suportado para atualizações no local.

### Backup

É crucial fazer um backup completo do seu sistema existente antes de começar.

### Atualizar o software

Ao executar o Instalador do OpenLab para atualizar seu software, várias tarefas são executadas automaticamente em segundo plano. Essas tarefas incluem verificar a compatibilidade e o espaço em disco, atualizar e instalar o banco de dados, verificar as conexões, remover software antigo e migrar alguns componentes. Quando a execução do Instalador é concluída, a atualização não está concluída, embora o software atualizado e os componentes estejam instalados.

### Executar o Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab

Esta etapa importante transfere e transforma os dados do sistema antigo para o sistema v.2.8. As tarefas de transformação de dados individuais são executadas em uma ordem específica. Quando concluídas, um relatório de resumo é gerado.

A verificação da transformação de dados verifica se as entradas de um arquivo no banco de dados de origem estão presentes no banco de dados de destino e se o arquivo físico pode ser encontrado. Por padrão, 5% dos arquivos são verificados. Para alterar a porcentagem de arquivos verificados, modifique o seguinte parâmetro no arquivo `datatransformation_appsettings.json` em `C:\Program Files (x86)\Agilent Technologies\OpenLab SDMS Data Transformation Tool\Bin`. Se o valor estiver definido como "0", a verificação é ignorada.

"PostVerificationPercentage": 5

### Obter e instalar sua licença atualizada

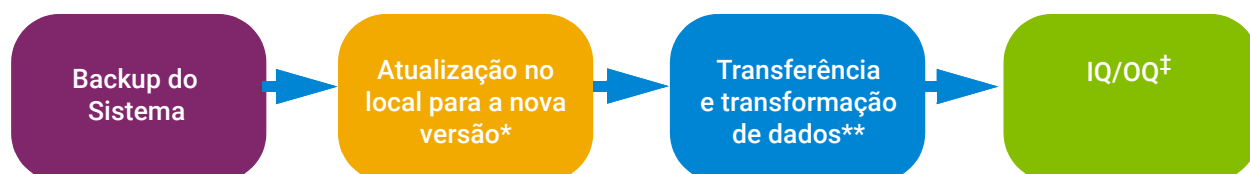
Use o procedimento em "[Atualizar suas licenças](#)" na página 74 para atualizar sua licença.

### Backup

Faça um backup completo do seu sistema atualizado.

## Fluxo de trabalho para uma atualização no local

Para obter detalhes, consulte "[Atualizar um sistema no local](#)" na página 67.



\* Inclui a transferência e a transformação de alguns dados

\*\* Processo em segundo plano - neste ponto, o servidor está funcional

‡ IQ/OQ pode começar enquanto a transferência está em progresso

Figura 1. Fluxo de trabalho para atualização no local



## Fluxo de trabalho para atualização para novo hardware

Para obter detalhes, consulte "[Fluxo de trabalho para atualizar no local para novo hardware](#)" na página 72.

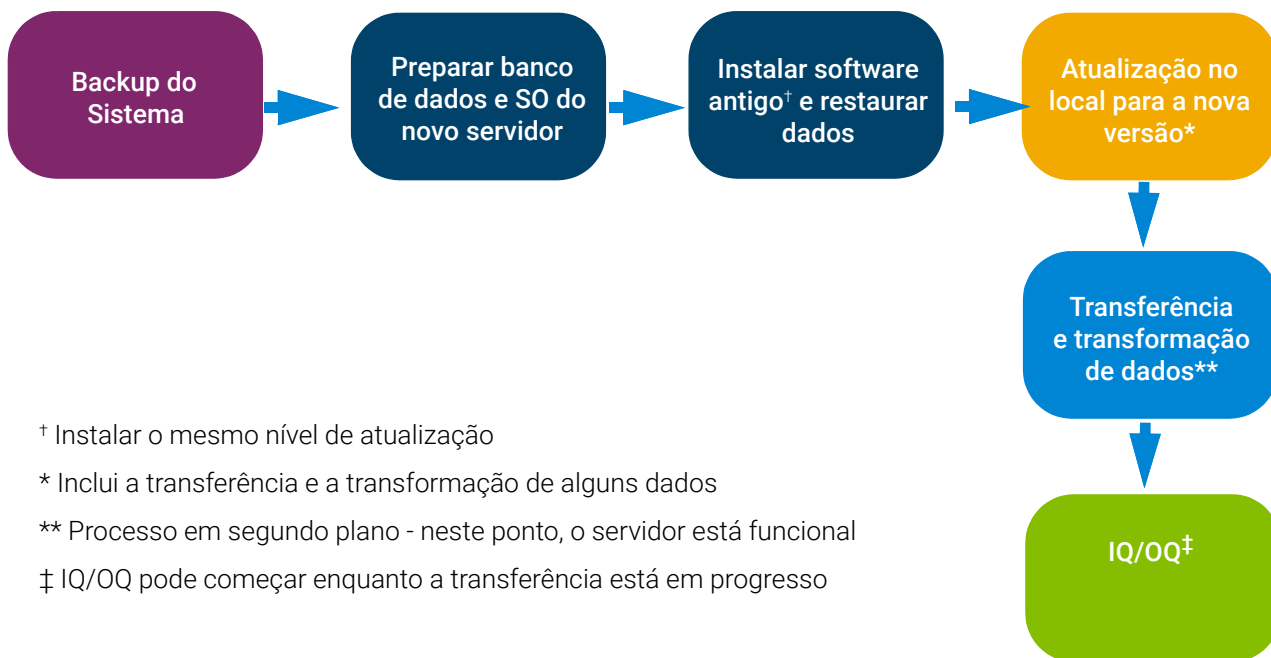


Figura 2. Fluxo de trabalho para atualizar para novo hardware

## Tarefas Pré-atualização para Todos os Sistemas

### Se a senha do superusuário tiver sido alterada

Se estiver usando um banco de dados PostgreSQL e tiver alterado a senha do superusuário após a instalação da versão atual, você deve atualizar o arquivo configuration.xml com a nova senha antes de iniciar a atualização. Edite o arquivo configuration.xml da seguinte maneira:

Em SharedServices//DataBase//PostgreSQL e  
DataStore//DataBase//PostgreSQL, atualize a tag do arquivo de configuração  
<ObfuscatedAdminPassword> com a nova senha usando o formato  
plain-password:NewPassword.

### Fazer um backup completo do sistema atual

Use os procedimentos prescritos pelo seu departamento de TI para fazer um backup completo do sistema. Esses procedimentos podem ser os fornecidos no *Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT* para a sua versão atual ou podem ser procedimentos em scripts.

### Verificar se o hardware e o software do sistema estão prontos para a atualização

Trabalhe com o seu representante Agilent para se certificar de que o software e o hardware do sistema-alvo sejam adequados para realizar a atualização e executar o software atualizado. Os procedimentos nesta seção pressupõem uma atualização de banco de dados de igual para igual. (Ou seja, se estiver usando um banco de dados PostgreSQL, a atualização usará um banco de dados PostgreSQL atualizado.)

#### NOTA

O OpenLab Server/ECM XT v2.8 não suporta bancos de dados Oracle.

No geral, a atualização exigirá uma quantidade de espaço duas vezes e meia maior do que a utilizada pelo banco de dados atual.

## Atualizar um sistema no local

Para atualizar um sistema no local, siga as etapas em **Tabela 8**.

### NOTA

Se estiver atualizando um sistema com um banco de dados PostgreSQL externo, use os procedimentos fornecidos em "**Atualizar um Sistema com Servidor de Banco de Dados PostgreSQL Remoto**" na página 75.

### CUIDADO

**Você deve realizar todas as etapas para uma atualização completa e funcional.**

**Tabela 8.** Fluxo de trabalho para atualização no local

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
1 Pré-atualização - Fazer um backup completo do sistema existente.		Consulte o <i>Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT</i> para o seu sistema atual. Faça um backup completo de acordo com as instruções nas seções Backup e Restauração do referido guia. Certifique-se de ter as atualizações mais recentes instaladas antes de fazer o backup do seu sistema.
2 Pré-atualização - Verificar os requisitos de hardware e software e preparar o novo hardware		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte o <i>Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT v2.8</i> e verifique se seu hardware e software atendem aos requisitos para a instalação da v2.8.</li> <li>• Certifique-se de que todos os seus aplicativos OpenLab sejam compatíveis com o OpenLab Server/ECM XT v2.8. Se estiver usando o Microsoft SQL Server, alguns aplicativos de software podem ainda não ser compatíveis com o OpenLab Server/ECM XT v2.8. Antes de prosseguir, execute a verificação de compatibilidade localizada em \Setup\Tools\Support\SQL Compatibility Check\SQLserver_compatibility_check.exe.</li> <li>• Além disso, para a atualização, você precisará de uma quantidade de espaço aproximadamente duas vezes e meia maior do que a exigida pelo banco de dados atual.</li> <li>• Você deve ter uma licença válida no seu sistema existente ou uma licença atualizada para poder realizar a atualização. É recomendado instalar a licença atualizada antes de fazer a atualização. A licença atualizada é necessária para que o sistema atualizado funcione.</li> </ul>
3 Baixe o software da v2.8 do SubscribeNet e tenha a mídia de software do sistema atual disponível.		<ol style="list-style-type: none"> <li>a Obtenha a mídia de software do sistema atual e extraia o arquivo .zip fornecido em uma unidade local.</li> <li>b Baixe o software da v2.8 do SubscribeNet e extraia o arquivo zip fornecido em uma unidade local.</li> </ol>
4 Obtenha e instale a licença atualizada.		Consulte " <b>Atualizar suas licenças</b> " na página 74 para obter instruções sobre como atualizar a licença. Consulte " <b>Instalar Sua Licença</b> " na página 48 para obter instruções sobre como instalar as licenças.
5 Execute o Instalador do OpenLab.		<ol style="list-style-type: none"> <li>a Execute o setup.exe como um usuário com privilégios administrativos.</li> <li>b No menu suspenso, selecione <b>OpenLab Server/ECM XT - Padrão</b>.</li> <li>a Clique em <b>OK</b>.</li> </ol>

**Tabela 8.** Fluxo de trabalho para atualização no local (continuação)

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
6 Execute a Etapa 1 do Instalador - Pré-requisitos para instalar ou atualizar		Na guia Instalação do Servidor, clique em <b>Etapa 1 - Pré-requisitos para instalar ou atualizar</b> .
	Preparação para a atualização	<p><b>a</b> Se estiver usando o Microsoft SQL Server, alguns serviços ou softwares Agilent podem ainda não ser compatíveis com o OpenLab Server/ECM XT v2.8. Caso ainda não tenha verificado, execute a verificação de compatibilidade localizada em \Setup\Tools\Support\SQL Compatibility Check\SQLserver_compatibility_check.exe.</p> <p><b>b</b> Verifique se você tem um backup do sistema completo, em seguida, selecione <b>Confirmo que tenho um backup atual e válido</b>.</p> <p><b>c</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Tipo de banco de dados	<p><b>a</b> O banco de dados é pré-preenchido com o banco de dados do seu sistema existente. Selecione o banco de dados que você está usando. A atualização só é suportada para bancos de dados do mesmo tipo (de PostgreSQL para PostgreSQL ou de Servidor SQL para Servidor SQL).</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p> <p>Observação: se estiver atualizando um sistema com um banco de dados PostgreSQL externo, use os procedimentos em <b>"Atualizar um Sistema com Servidor de Banco de Dados PostgreSQL Remoto"</b> na página 75.</p>
	Credenciais de componentes	<p><b>a</b> Digite e confirme uma senha para usar para os componentes do software, incluindo o Repositório de dados. A senha deve ter, pelo menos, 8 caracteres de comprimento e deve conter 1 letra maiúscula, 1 letra minúscula e um dígito. (Observação: esta página foi anteriormente a página da senha do Repositório de dados. O Repositório de dados não usa mais um banco de dados separado.)</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
		Observação: para sistemas PostgreSQL: As guias PostgreSQL e Configurações do PostgreSQL são ignoradas durante uma atualização, pois essas informações são fornecidas pelo sistema existente.
	Preparação do sistema	<p><b>a</b> Verificações e configurações obrigatórias são aplicadas automaticamente. As configurações recomendadas são exibidas.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Revisar	<p><b>a</b> Clique em <b>Instalar</b>. Se for necessário executar ações manuais, será solicitado que cancele a instalação, retorne a instalação ou visualize o relatório da SPT.</p> <p><b>b</b> Quando estiver pronto, clique em <b>Retomar Instalação</b>.</p>
	Instalar	Após a conclusão da instalação, clique em <b>Próximo</b> .
	Concluir	Revise todas as mensagens, em seguida, clique em <b>Concluir</b> .

**Tabela 8.** Fluxo de trabalho para atualização no local (continuação)

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
7 Execute a Etapa 2 do Instalador - Criar ou atualizar o esquema do banco de dados		Na guia Instalação do Servidor, clique em <b>Etapa 2 - Criar ou atualizar o esquema do banco de dados</b> .
	Servidor de Banco de Dados (Esta tela só aparece para atualizações de 2 servidores e 3 servidores.)	<p><b>a</b> Os campos estão ativos e são pré-preenchidos com o nome do banco de dados Shared Services e as credenciais/tipo de autenticação do sistema existente. Mantenha os valores padrão.</p> <p><b>b</b> Selecione <b>Conectar e atualizar o banco de dados existente para o OpenLab Server</b>.</p> <p><b>c</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Autenticação do banco de dados	Esta tela é pré-preenchida com as informações do seu banco de dados. Não será possível alterá-las aqui. Clique em <b>Próximo</b> .
	Informações do esquema	<p><b>a</b> Os campos estão ativos e as credenciais são pré-preenchidas com o nome do banco de dados e o usuário/senha do sistema existente.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Aplicar</b>.</p>
	Revisar	Mostra as informações sobre esta etapa. Clique em <b>Próximo</b> .
8 Execute a Etapa 3 do Instalador - Instalar ou atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server	Concluir	Após a atualização bem-sucedida do banco de dados, clique em <b>Concluir</b> .
		Na guia Instalação do Servidor, clique em <b>Etapa 3 - Instalar ou atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server</b> .
	Acordo de licença	<p><b>a</b> Leia o acordo de licença. Selecione <b>Concordo com os termos e condições</b>.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Revisar	É exibida uma lista das versões instaladas e das versões mínimas necessárias. Clique em <b>Atualizar</b> .
	Instalar	Aguarde que a instalação mostre 100%, em seguida, clique em <b>Próximo</b> .
	Concluir	<p><b>a</b> Clique em <b>Executar Verificação de Software</b> para verificar se o software foi instalado corretamente.</p> <p><b>b</b> <b>Reiniciar o computador agora</b> é selecionado por padrão. A Agilent recomenda selecionar Reiniciar o computador agora. Caso contrário, você deve reiniciar antes de executar a próxima etapa.</p> <p><b>c</b> Clique em <b>Concluir</b>.</p>

**Tabela 8.** Fluxo de trabalho para atualização no local (continuação)

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
9 Execute a Etapa 4 do Instalador - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server		Na guia Instalação do Servidor, clique em <b>Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server</b> .
	Boas-vindas	<p><b>a</b> Você pode selecionar usar o arquivo de configuração salvo do seu sistema antigo. Se desejar, clique em <b>Procurar</b> para localizar e selecionar o arquivo de configuração a importar.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Credenciais de acesso	<p><b>a</b> Selecione ou insira as credenciais de acesso a serem usadas.</p> <p><b>b</b> Clique em Verificar para se certificar de que as seleções sejam válidas.</p> <p><b>c</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Locais de armazenamento	<p>Os locais de armazenamento são transferidos do sistema existente durante a atualização.</p> <p><b>a</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Configuração do certificado	<p><b>a</b> Durante a atualização, o certificado está definido por padrão como um certificado fornecido pela Agilent. Para usar um certificado de terceiros, você deve configurar o certificado personalizado novamente usando os procedimentos no capítulo <i>Protegendo o Sistema do Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT</i>.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Próximo</b>.</p>
	Revisar	<p><b>a</b> É exibido um resumo da configuração do seu servidor. Clique em <b>Aplicar</b>.</p>
	Processamento	<p><b>a</b> Quando solicitado a salvar as credenciais do OpenLab Shared Services, forneça as credenciais do usuário administrador do Shared Services.</p> <p><b>b</b> O status de progresso da configuração é exibido. Quando o progresso mostrar 100%, clique em <b>Concluído</b>.</p>
	Etapas finais	<p><b>a</b> Selecione <b>Compreendo que a atualização ainda não está concluída. Para concluir a atualização, após o reinício, é necessário executar a ferramenta Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab no menu Iniciar</b>.</p> <p><b>b</b> Clique em <b>Concluir</b>.</p> <p><b>CUIDADO:</b> Neste ponto, a atualização não está concluída. Certifique-se de realizar todas as etapas abaixo para concluir a atualização.</p>

**Tabela 8.** Fluxo de trabalho para atualização no local (continuação)

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
10	Execute o aplicativo Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab.	<p>Este aplicativo realiza automaticamente a transformação dos componentes do sistema em uma ordem específica. No servidor de aplicativos, inicie o Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab:</p> <p><b>Menu Iniciar do Windows &gt; Agilent Technologies &gt; Serviço de Transferência, Exportação e Importação de Banco de Dados Agilent OpenLab.</b></p>
	Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este aplicativo executa uma série de tarefas que transferem dados para o novo banco de dados.</li> <li>• Antes de iniciar as tarefas, o aplicativo executa verificações para garantir que as conexões com os bancos de dados de origem e de destino estão funcionando.</li> <li>• Após a aprovação das verificações de integridade, clique em <b>Iniciar</b>. As tarefas de transferência são executadas em uma ordem específica.</li> <li>• O servidor pode ser usado durante a transformação dos dados.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• O processo de transferência de dados leva um tempo significativo. Para visualizar o status, clique em <b>Abrir Registros</b> e veja o registro do console.</li> <li>• O servidor pode ser usado durante a transformação dos dados.</li> <li>• Quando a transferência de dados estiver concluída, clique em <b>Visualizar Relatórios</b> para abrir a pasta que contém os relatórios da tarefa.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando todas as tarefas de transferência de dados estiverem concluídas, serão exibidas marcas de seleção verdes ao lado de cada tarefa. Para abrir uma pasta com os relatórios das transferências, clique em <b>Visualizar Relatórios</b>.</li> <li>• Para fechar o aplicativo, clique em <b>Confirmar</b>.</li> </ul>
		<p>Em caso de erros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se uma tarefa de transferência não retornar um status dentro de cinco minutos, exibirá um alerta de "Transferência de dados sem resposta".</li> <li>• Clique em <b>Abrir Registros</b> para examinar o arquivo de registro para verificar os detalhes.</li> <li>• Após corrigir o problema, <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Clique em <b>Repetir Verificação de Integridade</b> ou</li> <li>▪ Clique em <b>Parar Transferência de Dados</b> para ignorar essa tarefa e prosseguir para a próxima. Após o problema ser resolvido, execute novamente a ferramenta Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados.</li> </ul> </li> </ul>
11	Faça um backup completo do sistema atualizado.	Use os procedimentos de Backup e Restauração no <i>Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT v2.8</i> para criar um backup completo do sistema atualizado.
12	Neste ponto, a atualização está concluída e o sistema atualizado está funcional.	

## Atualização no local para novo hardware

Para atualizar um sistema para um novo hardware, siga as etapas na [Tabela 9](#).

### CUIDADO

**Você deve realizar todas as etapas para uma atualização completa e funcional.**

**Tabela 9.** Fluxo de trabalho para atualizar no local para novo hardware

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
1 Pré-atualização - Fazer um backup completo do sistema existente.		Consulte o <i>Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT</i> do seu sistema atual. Faça um backup completo de acordo com as instruções nas seções Backup e Restauração do referido guia. Certifique-se de ter as atualizações mais recentes instaladas antes de fazer o backup do seu sistema.
2 Pré-atualização - Verificar os requisitos de hardware e software e preparar o novo servidor		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulte o <i>Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT v2.8</i> e verifique se seu hardware e software atendem aos requisitos para a instalação da v2.8.</li> <li>Certifique-se de que todos os seus aplicativos OpenLab sejam compatíveis com o OpenLab Server/ECM XT v2.8. Se estiver usando o Microsoft SQL Server, alguns softwares clientes ou serviços Agilent podem ainda não ser compatíveis com o OpenLab Server/ECM XT v2.8. Antes de prosseguir, execute a verificação de compatibilidade localizada em \Setup\Tools\Support\SQL &gt; SQLserver_compatibility_check.exe.</li> <li>Além disso, para a atualização, você precisará de uma quantidade de espaço aproximadamente duas vezes e meia maior do que a exigida pelo banco de dados atual.</li> <li>Você deve ter uma licença válida no seu sistema existente ou uma licença atualizada para poder realizar a atualização. É recomendado instalar a licença atualizada antes de fazer a atualização. A licença atualizada é necessária para que o sistema atualizado funcione.</li> </ul>
3 Baixe o software da v2.8 do SubscribeNet e tenha a mídia de software do sistema atual disponível.		<ol style="list-style-type: none"> <li>Obtenha a mídia de software do seu sistema atual e extraia o arquivo .zip. no novo servidor ou em uma unidade local.</li> <li>Baixe o software da v2.8 do SubscribeNet e extraia o arquivo zip fornecido no novo servidor ou em uma unidade local.</li> </ol>
4 Obtenha e instale a licença atualizada.		Consulte <b>"Atualizar suas licenças"</b> na página 74 para obter instruções sobre como atualizar a licença.
5 Preparar o novo servidor.		No novo servidor, siga as instruções no Guia de Instalação da sua versão atual para preparar o sistema.
6 No novo servidor, instale a versão do seu software atual.		<p>Observação: se estiver instalando em um servidor com Windows Server 2022, certifique-se de obter e seguir as instruções para instalar a atualização que seja compatível com aquele sistema operacional.</p> <p>Observação: certifique-se de que a versão de software instalada no novo servidor tenha o mesmo nível de atualização do servidor anterior.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A partir do local onde o software foi extraído, clique com o botão direito do mouse em Setup.exe e execute como administrador.</li> <li>Siga as instruções no Guia de Instalação da sua versão atual para executar da Etapa 1 à Etapa 4 do Instalador do OpenLab.</li> <li>Instale no novo servidor a mesma atualização de software do OpenLab Server/ECM XT que a do servidor existente.</li> </ol>
7 No novo servidor, restaure usando o backup criado em <b>"Pré-atualização - Fazer um backup completo do sistema existente."</b>		Use os procedimentos na documentação do seu sistema atual para realizar a restauração. Neste ponto, o novo servidor deverá espelhar o sistema existente, exceto o hardware do novo servidor e, possivelmente, o novo sistema operacional.



**Tabela 9.** Fluxo de trabalho para atualizar no local para novo hardware (continuação)

Etapa	Local/página	Procedimentos e observações
8	No novo servidor, usando o Control Panel para OpenLab, instale a sua licença atualizada.	Consulte " <b>Atualizar suas licenças</b> " na página 74 para obter instruções sobre como atualizar a licença. Consulte " <b>Instalar Sua Licença</b> " na página 48 para obter instruções sobre como instalar as licenças.
9	Executar da Etapa 1 à Etapa 4 do Instalador	Consulte as instruções para a execução do Instalador em " <b>Fluxo de trabalho para atualização no local</b> " na página 67, " <b>Execute a Etapa 1 do Instalador - Pré-requisitos para instalar ou atualizar</b> " até " <b>Execute a Etapa 4 do Instalador - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server</b> ".
10	Execute o aplicativo Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab.	Este aplicativo realiza automaticamente a transformação dos componentes do sistema em uma ordem específica. No servidor de aplicativos, inicie o Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados OpenLab: <b>Menu Iniciar do Windows &gt; Agilent Technologies &gt; Serviço de Transferência, Exportação e Importação de Banco de Dados Agilent OpenLab,</b>
	Serviço de Importação/Transferência de Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este aplicativo executa uma série de tarefas que transferem dados para o novo banco de dados.</li> <li>• Antes de iniciar as tarefas, o aplicativo executa verificações para garantir que as conexões com os bancos de dados de origem e de destino estão funcionando.</li> <li>• Após a aprovação das verificações de integridade, clique em <b>Iniciar</b>. As tarefas de transferência são executadas em uma ordem específica.</li> <li>• O servidor pode ser usado durante a transformação dos dados.</li> <li>• Quando a transferência de dados estiver concluída, clique em <b>Visualizar Relatórios</b> para abrir a pasta que contém os relatórios da tarefa.</li> </ul>
11	Sincronizar o Secure Storage	<b>a</b> Faça login como administrador no Control Panel para OpenLab. <b>b</b> Vá para <b>Administração &gt; Secure Storage</b> . <b>c</b> Na faixa de opção de comandos, clique em <b>Sincronizar Tudo</b> .
12	Faça um backup completo do sistema atualizado.	Use os procedimentos de Backup e Restauração no <i>Guia de Administração do OpenLab Server e OpenLab ECM XT v2.8</i> para criar um backup completo do sistema atualizado.
13	Neste ponto, a atualização está concluída e o sistema atualizado está funcional.	

## Atualizar suas licenças

### Obtenha suas licenças do software atualizado

Use o procedimento a seguir para atualizar suas licenças. Você deve ter uma subscrição válida do Contrato de Manutenção de Software (SMA) para atualizar suas licenças.

- 1 Para uma atualização tudo-em-um no local, você precisará do nome do host e do endereço MAC da máquina atual. Se estiver atualizando para um novo servidor, obtenha o nome do host ou o endereço MAC do servidor onde o OpenLab Server/ECM XT já está instalado, bem como o nome do host e o endereço MAC do novo servidor onde você instalará o OpenLab Server/ECM XT v2.8.

Para recuperar o nome do host e o endereço MAC do servidor onde o OpenLab Server/ECM XT já está instalado, abra o Control Panel para OpenLab no servidor e vá para a página **Administração > Licenças**. Anote o nome do host e clique em **Copiar endereço MAC** ou **Salvar endereço MAC** na faixa de opções para obter o endereço MAC.

Para recuperar o nome do host e o endereço MAC de um novo servidor onde o OpenLab Server/ECM XT v2.8 será instalado, abra o prompt de comando no novo servidor e execute os comandos "getmac" e "hostname".

- 2 Faça login na sua conta de Entrega Eletrônica de Software e Licenças Agilent (<https://agilent.subscribenet.com>).
- 3 Navegue até **Gerenciar Licenças por Host**. No menu suspenso **Selecionar de Hosts Existentes**, selecione a entrada que corresponde ao nome do host e endereços MAC do servidor onde o OpenLab Server/ECM XT já está instalado. Se o nome do host não estiver disponível para selecionar no menu suspenso, você pode estar gerenciando suas licenças em várias contas do SubscribeNet. Faça login nessas contas para atualizar ou devolver essas licenças.
- 4 Se suas licenças forem elegíveis para uma atualização, um botão **Atualizar Tudo** será exibido. Se **Atualizar Tudo** não for exibido, entre em contato com o seu representante de vendas Agilent para renovar o seu Contrato de Manutenção de Software.
- 5 Para uma atualização no local para o OpenLab Server/ECM XT v2.8,
  - a Clique em **Atualizar Tudo** para gerar sua licença atualizada.
  - b Na página Atualizar Todas as Licenças para Host de Licença, revise os dados e clique em **Atualizar Tudo** para confirmar. Esta função atualiza os arquivos de licença para a versão mais recente. O SubscribeNet enviará um e-mail com novas licenças.
  - c Certifique-se de que os arquivos de licenças atualizadas estejam disponíveis para instalação na etapa adequada no fluxo de trabalho de atualização.
- 6 Se estiver fazendo a atualização para um novo servidor, primeiro você deverá devolver as licenças.
  - a Antes de devolver as licenças, vá para Visualizar Licenças por Host e observe quais licenças foram geradas para o servidor antigo.
  - b Clique em **Devolver Tudo** para devolver as licenças para o servidor antigo.
  - c Na página Devolver Todas as Licenças para Host de Licença, revise os dados e clique em **Devolver Tudo** para confirmar. Isso devolve todas as licenças para o host de licença selecionado. Se uma ou mais das licenças não tiver uma devolução disponível, você será notificado por e-mail e precisará entrar em contato com o Suporte do SubscribeNet ([subscribenet\\_support@agilent.com](mailto:subscribenet_support@agilent.com)) para adicionar mais devoluções.
  - d Siga as etapas em "**Obter sua licença de software online**" na página 45 para gerar e baixar um arquivo de licença para o novo servidor com todas as licenças devolvidas do servidor antigo.
  - e Certifique-se de que os arquivos de licença estejam disponíveis para instalar na etapa adequada do fluxo de trabalho de atualização.

## Atualizar um Sistema com Servidor de Banco de Dados PostgreSQL Remoto

Os procedimentos nesta seção se aplicam somente à atualização de um sistema de 2 servidores com um servidor de banco de dados PostgreSQL remoto. Embora o procedimento faça referência à v2.7, ele também é válido para atualizar da v2.6 para a v2.8.

### NOTA

No final do procedimento, o banco de dados remoto original não será mais usado pelo OpenLab.

- 1 Antes de começar, realize todas as tarefas listadas em "**Tarefas Pré-atualização para Todos os Sistemas**" na página 66.
- 2 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, inicie o instalador da v2.8 e selecione **OpenLab Server/ECMXT > Padrão**.
- 3 Execute a **Etapa 1 do Instalador - Pré-requisitos para instalar ou atualizar**.
  - a Na página Tipo de Banco de Dados, selecione **Servidor PostgreSQL Externo** e clique em **Próximo**.
  - b Na página PostgreSQL, certifique-se de que a porta e o nome do servidor PostgreSQL correspondam aos valores da sua instalação da v2.7. A porta é 5432 ou qualquer porta personalizada que tenha sido usada na instalação da v2.7. Clique em **Próximo**.
  - c Na página Serviços de Componentes, a senha do Repositório de Dados da v2.7 é pré-preenchida como a Senha do Componente. Verifique se a senha atende aos requisitos de complexidade e altere-a, se necessário. Clique em **Próximo**.
  - d Na página Preparação do Sistema, clique em **Próximo**.
  - e Na página Revisar, clique em **Instalar**.
  - f Quando terminar, clique em **Concluir**.
  - g Feche o instalador.
- 4 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, execute o PostgreSQL15-Win64-Agilent.msi. Isso atualiza e migra a instância PGDR.
  - a Abra uma janela de Prompt de Comando e execute como administrador.
  - b Execute o seguinte comando, onde <installation media location> é o local onde você descompactou o pacote de software de instalação, por exemplo, C:\Package\ECMXT-2.8.0.1128-Release.
 

```
msiexec /i "<installation media location>\Setup\Tools\PostgreSQL\PostgreSQL15-Win64-Agilent.msi" ALLUSERS="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLDIR="C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\15" DATA_FOLDER="C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15" PORT="5433" SUPERUSERNAME="postgres" PASSWORD="<password>"
```

    - A PASTA DE DADOS deve corresponder ao local onde estará no servidor de banco de dados. O exemplo acima usa o local utilizado pelo instalador ao fazer uma nova instalação. Este é o local recomendado.
    - Para o local do arquivo de dados, a subpasta "15" não é adicionada automaticamente pelo msi do PostgreSQL. Para a localização do app, a subpasta "15" não é adicionada automaticamente.
    - A porta deve ser a 5433.

- O SUPERUSUÁRIO é "postgres". Isso foi codificado rigidamente na v2.7.
  - A SENHA é a senha DR usada na v2.7.
  - Se a opção de linha de comando /q estiver incluída, será executada em segundo plano.
- c** Se a opção /q não for usada, a IU será apresentada.
- d** Clique em **Próximo**, aceite os termos da licença e, em seguida, instale sem alterar nenhum outro valor de entrada na IU.
- 5** Pare a nova instância PG15, PostgreSQL 15.x.x.x (x64).
  - 6** Crie um arquivo zip dos arquivos de dados criados para o PostgreSQL 15. (No exemplo acima, C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15).
  - 7** Copie o arquivo zip para o servidor de banco de dados.
  - 8** Descompacte os arquivos de dados. O local padrão completo é <%programdata%>\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15. Este deve ser o mesmo local usado na **etapa 4**, correspondendo ao local no servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT.
  - 9** Abra uma janela de Prompt de Comando e execute como administrador. Atualize as permissões dos arquivos de dados do PG usando os dois comandos a seguir. Ajuste o local do arquivo se um local diferente tiver sido usado.  

```
icacls "C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15" /grant administrators:F /T
icacls "C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15" /setowner "SYSTEM" /T
```
  - 10** Exclua os três arquivos a seguir do diretório do arquivo de dados raiz no servidor de banco de dados. Para o exemplo acima, o local é C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL\15.  

```
root.crt
server.crt
server.key
```
  - 11** Se o .NET 6 não estiver instalado no servidor de banco de dados, execute o instalador dotnet-hosting em Setup\redis\DotnetCore.
  - 12** No servidor de banco de dados, execute o PostgreSQL15-Win64-Agilent.msi da mídia de instalação.
    - a** Abra uma janela de Prompt de Comando através do menu Iniciar e execute como administrador.
    - b** Insira o seguinte comando, onde <installation media location> é o local onde você descompactou o pacote de software de instalação, por exemplo, C:\Package\ECMXT-2.8.0.1128-Release.  

```
msiexec /i "<installation media location>\\Setup\\Tools\\PostgreSQL\\PostgreSQL15-Win64-Agilent.msi" ALLUSERS="1" MSIFASTINSTALL="7" INSTALLDIR="C:\\Program Files (x86)\\PostgreSQL\\15" DATA_FOLDER="C:\\ProgramData\\Agilent\\OpenLab Platform\\PostgreSQL\\15" PORT="5433" SUPERUSERNAME="postgres" PASSWORD="<password>"
```

      - O parâmetro /q previne a necessidade de passar por uma IU de instalador padrão, mas significa que você precisa observar os arquivos de registro.
      - O diretório de instalação é uma escolha do usuário, sem restrições.
      - A DATA\_FOLDER deve corresponder ao local da descompactação. Observe que a subpasta "15" não está no nome do parâmetro. Será automaticamente adicionada pelo instalador.

- O SUPERUSUÁRIO e a SENHA devem corresponder ao que foi usado no servidor OLSS ao instalar a versão 2.7.
  - A porta 5433 deve ser usada.
  - O PostgreSQL 15 é instalado e novas cópias dos arquivos root.crt, server.crt e server.key são criadas.
- 13** Crie uma pasta dentro do diretório C:\ProgramData\Agilent\InstallLogs usando qualquer nome de pasta. Por exemplo, C:\ProgramData\Agilent\InstallLogs\Special.
- 14** No servidor de banco de dados, instale a nova versão do pgAdmin.
- a** Abra um Prompt de Comando e execute como administrador.
  - b** Insira o seguinte comando, onde <installation media location> é o local onde você descompactou a mídia de instalação.
 

```
<installation media location>\Setup\Tools\DBAdmin\pgadmin4.Windows-x64.exe /VERY-SILENT /SUPPRESSMSGBOXES /ALLUSERS /NORESTART /DIR="C:\Program Files (x86)\pgAdmin4" /LOG="C:\ProgramData\Agilent\InstallLogs\Special\Agilent_OpenLab_Server_pgAdmin.log"
```
- 15** Atualize os arquivos de configuração do PostgreSQL de modo que a instância do banco de dados instalado fique acessível a partir do servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT remoto.
- No arquivo pg\_hba.conf, adicione as seguintes linhas. Substitua os endereços reais pelos valores de IPv4 e IPv6 da máquina do servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT:
- ```
host all "postgres" {Main Server IPv4 here}/md5
host all "postgres" {Main Server IPv6 here}/md5
host all all {Main Server IPv4 here}/md5
host all all {Main Server IPv6 here}/md5
```
- No arquivo postgresql.conf, certifique-se de que as entradas a seguir estejam presentes. Adicione-as, se necessário.
- ```
listen_addresses = '*'
port=5433
```
- 16** Usando o diálogo services.msc ou comandos de linha de comando, reinicie o PostgreSQL 15.x.x.x (x64).
- 17** Opcional: No servidor de banco de dados, reinicie o processo do Postgres 14.
- 18** Inicie "pgAdmin 4 v6" a partir do menu Iniciar e confirme o local dos diferentes esquemas através das portas 5433 e 5432:
- a** O banco de dados datarepo está na porta 5433.
  - b** O OLSharedServices só está presente através da porta 5432.
  - c** O esquema DataStore também está presente através da porta 5432.
- 19** Opcional. Instale e inicie o aplicativo "pgAdmin 4 v6" no servidor OpenLab Server/ECM XT. Após instalado, ele pode ser iniciado a partir do servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT e uma conexão pode ser feita com as duas instâncias de BD na máquina do servidor de banco de dados. Isso confirmará que o acesso remoto foi configurado corretamente.

- 20 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, edite o arquivo configuration.xml como a seguir.
- a Na máquina do servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, vá para C:\ProgramData\Agilent\Installation.
  - b Faça uma cópia de backup do arquivo configuration.xml.
  - c Abra o arquivo configuration.xml em um notepad ou editor de texto equivalente.
  - d Altere da porta 5432 para a 5433 para tudo, exceto para o subelemento DataStore.
  - e Atualize os caminhos de dados e de instalação do PostgreSQL para mostrarem os valores de instalação do PG15 e, em seguida, salve o arquivo.

Alterar

```
<Installation>
  <DataBase>
    <Type>PostgreSQL</Type>
    <InstallFolder>C:\Program Files (x86)\PostgreSQL-14-OLCM</InstallFolder>
    <DataFolder>C:\ProgramData\Agilent\PostgreSqlData-14-OLCM</DataFolder>
  </DataBase>
</Installation>
```

para

```
<Installation>
  <DataBase>
    <Type>PostgreSQL</Type>
    <InstallFolder>C:\Program Files (x86)\PostgreSQL</InstallFolder>
    <DataFolder>C:\ProgramData\Agilent\OpenLab Platform\PostgreSQL</DataFolder>
  </DataBase>
</Installation>
```

- 21 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, inicie o instalador do OpenLab e selecione OpenLab Server/ECMXT > Padrão.
- 22 Na guia Instalação do Servidor, selecione **Etapla 2 - Criar ou atualizar o esquema do banco de dados**.
- a Na página Autenticação do Banco de Dados, a senha inserida na Etapa 1 é pré-preenchida. Não altere esses valores. Clique em **Próximo**.
  - b A página Informações do Esquema contém os valores que foram originalmente usados na instalação da versão 2.7. Não altere esses valores. Clique em **Próximo**.
  - c Na página Revisar, o host e a porta são pré-preenchidos com o nome da máquina do servidor de banco de dados e a porta 5433. Clique em **Criar Banco de Dados**.
  - d Clique em **Concluir**.
- 23 No servidor de banco de dados, atualize pgAdmin 4 v6 e confirme se o esquema do Shared Services foi criado no servidor de banco de dados disponível através da porta 5433. O nome do esquema deve corresponder ao que acabou de ser usado na Etapa 2 do Instalador. Verifique se o usuário especificado também está presente.
- 24 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, execute a **Etapla 3 - Instalar ou atualizar o OpenLab Server/ECM XT Server** no instalador do OpenLab. Quando esta etapa estiver concluída, reinicie.
- 25 No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, execute a **Etapla 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server** no instalador do OpenLab.
- a Mantenha as configurações-padrão.
  - b O certificado será definido como Agilent interno. Se anteriormente ele era um certificado personalizado, será alterado para Agilent interno durante a atualização. O certificado personalizado terá de ser definido por meio do Utilitário de Configuração iniciado no menu Iniciar após a execução da atualização ter sido concluída.

- c Se a Etapa 4 falhar na migração do banco de dados PostgreSQL, clique em **Cancelar** para sair.
    - Mova as pastas "bin" e "lib" de C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\15\ para
      - C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\
  - d Execute novamente a **Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server** no instalador do OpenLab. Isso falhará na Transformação de Dados.
- 26** Troque as portas no servidor de banco de dados.
- a Pare as duas instâncias do PostgreSQL.
    - PostgreSQL 15.x.x.x (x64)
    - PostgreSQL 14
  - b Edite o postgresql.conf de cada instância, revertendo as portas 5432 e 5433. Salve os arquivos.
  - c Inicie as duas instâncias do PostgreSQL.
- 27** No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, inicie o instalador e execute a **Etapa 4 - Configurar ou Reconfigurar o OpenLab Server/ECM XT Server**.
- 28** Faça login no Control Panel para OpenLab. Verifique se as funções de armazenamento seguro estão disponíveis.
- 29** No servidor de aplicativos OpenLab Server/ECM XT, no menu Iniciar, execute **Agilent Technologies > Serviço de Transferência, Exportação e Importação de Banco de Dados Agilent OpenLab**.
- 30** Faça login para confirmar se os Locais de Armazenamento estão prontos:  
<https://localhost/openlab-storage-admin>.
- 31** Como opção, carregue um arquivo de teste: <https://localhost/openlab-storage>.

Sobre a Desinstalação 81

Desinstalar o OpenLab Server/ECM XT 82



## Sobre a Desinstalação

O Desinstalador do OpenLab automatiza a desinstalação do OpenLab Server/ECM XT.

Para desinstalar, você deve ter privilégios de administrador para todos os servidores e clientes. Os privilégios de usuário avançado não são suficientes (a desinstalação não iniciará).

Se você planeja reinstalar o OpenLab Server/ECM XT, não remova o PostgreSQL nem o Microsoft SQL; mantenha o banco de dados intacto. No momento da reinstalação, selecione o servidor, o banco de dados para OpenLab Shared Services e o diretório de conteúdo existente, como na versão do OpenLab Server/ECM XT instalada anteriormente.

## Desinstalar o OpenLab Server/ECM XT

Para desinstalar o OpenLab Server/ECM XT de um servidor ou máquina cliente,

- 1 No Painel de controle do Windows, selecione **Programas e Recursos**.
- 2 Caso tenha instalado algum complemento do ECM XT, primeiro desinstale-o.
- 3 Selecione **Agilent OpenLab Server** ou **OpenLab Client Services** e clique em **Desinstalar**. O **Desinstalador do OpenLab Server** é aberto.
- 4 Clique em **Desinstalar** para iniciar a desinstalação.

Todos os componentes listados serão desinstalados automaticamente. Todos os componentes que devem ser desinstalados manualmente serão identificados.

Quando um componente é desinstalado corretamente, o status mostrado no campo **Status** da tela **Desinstalação** mudará de **Detectado** para **Desinstalado**.

Para cancelar a desinstalação, clique em **Cancelar**.

- 5 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o desinstalador.
- 6 Na lista **Programas e Recursos**, selecione **Ferramenta de Verificação de Software da Agilent** e clique em **Desinstalar**.
- 7 Reinicie o sistema para concluir a desinstalação.

Assistência de Vendas e Suporte 84

## Assistência de Vendas e Suporte

Acesse o site a seguir para obter o contato do departamento de vendas e suporte local:

<https://www.agilent.com/en/support>

[www.agilent.com](http://www.agilent.com)

© Agilent Technologies, Inc. 2024

N° doc. D0035353pt Rev. A.00

03/2024

