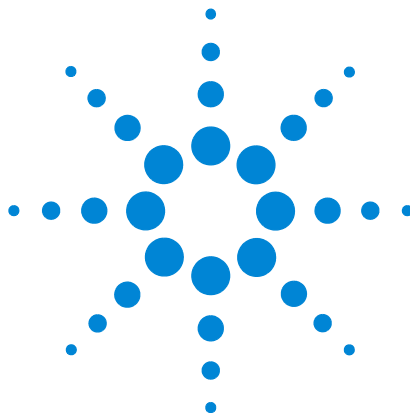




Agilent OpenLab CDS EZChrom Edition

**Guia de Instalação
e Configuração do Sistema
Distribuído e em Rede**



Agilent Technologies

Avisos

© Agilent Technologies, Inc. 2010-2018

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.

Número de peça do manual:

M8204-99000

Edição

Rev. B

07/2018

Impresso na Alemanha

Agilent Technologies
Hewlett-Packard-Strasse 8
76337 Waldbronn

Revisão do Software

Este guia é válido para revisão A.04.09 da edição EZChrom do OpenLab CDS da Agilent.

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

Caso o software seja para uso na execução de um contrato ou subcontrato com o Governo dos EUA, este será fornecido e licenciado como "Software para computador comercial" conforme definido em DFAR 252.227-7014 (junho de 1995), como "item comercial", conforme definido em FAR 2.101(a) ou como "Software para computador restrito" conforme definido em FAR 52.227-19 (junho de 1987), ou qualquer agência de regulamentação ou cláusula contratual equivalente. O uso, a cópia ou a divulgação do software estão sujeitos aos termos de licenças comerciais padrão da Agilent Technologies, e os Departamentos e Agências que não sejam de Defesa do Governo dos EUA não terão direitos além dos Restritos, conforme definido em FAR 52.227-19(c)(1-2) (junho de 1987).

Os usuários do Governo dos EUA receberão somente Direitos Limitados, conforme definido em FAR 52.227-14 (junho de 1987) ou DFAR 252.227-7015 (b)(2) (novembro de 1995), como aplicável a todos os dados técnicos.

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.

Neste Guia...

Este guia de instalação fornece instruções para instalar e configurar as Estações de Trabalho em Rede ou os Sistemas Distribuídos do Sistema de Dados para Cromatografia (CDS) Agilent OpenLab.

Tabela 1 Termos e abreviações usados neste documento

Termo	Descrição
CDS	Sistema de dados de cromatografia
EZChrom	Edição EZChrom do OpenLab CDS
Armazenamento de Dados	OpenLab Data Store; a partir da rev. 2.3, o nome do produto é Servidor OpenLab 2.3
OpenLab Server	Novo nome de produto, anteriormente conhecido como OpenLab Data Store.
Content Management	Componente de armazenamento de dados fornecido como parte do Servidor OpenLab
ECM	OpenLab Enterprise Content Manager
AIC	Controlador de Instrumentos Agilent.
Control Panel	OpenLab Control Panel
Painel de Controle Microsoft	Parte do sistema operacional Microsoft Windows
Shared Services	Conjunto de componentes e serviços para licenciamento, usuários e funções, configuração de instrumentos, política de segurança, etc. Instalado em todos os computadores; acessado por meio do OpenLab Control Panel.
Servidor OpenLab CDS Shared Services	Servidor executando Shared Services. Anteriormente conhecido como Servidor OpenLab Shared Services.

1 Introdução

Este capítulo oferece uma visão geral do software da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Inclui também certos requisitos necessários antes de iniciar a instalação.

2 Configurar o Sistema Operacional

Este capítulo descreve a configuração dos diferentes sistemas operacionais para estações de trabalho, clientes e servidores OpenLab CDS Shared Services.

3 Instalação do Software

Este capítulo descreve a preparação da ferramenta de terceiros e a instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS em um servidor OpenLab Shared Services, uma Estação de Trabalho em Rede, um Cliente CDS ou um Controlador do Instrumento da Agilent.

4 Tarefas Pós-Instalação

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

5 Procedimentos opcionais

Este capítulo contém informações sobre a Ferramenta de Verificação de Software e outros procedimentos úteis.

6 Licenciamento

Este capítulo descreve como obter e instalar uma licença.

7 Configurar o OpenLab CDS no Control Panel

Este capítulo descreve as etapas iniciais de configuração após a instalação do software. Consulte a ajuda on-line para obter mais informações.

8 Atualizar para uma Nova Versão do Software

Este capítulo descreve a atualização a partir de diferentes revisões da Edição EZChrom do OpenLab CDS em um Sistema Distribuído ou em Rede.

9 Desinstalar o software

Este capítulo contém informações sobre a desinstalação com o uso do Assistente de Desinstalação do OpenLab CDS

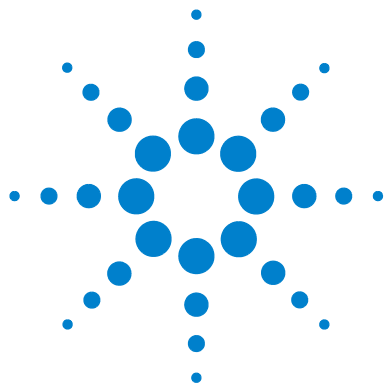
Índice

1	Introdução	9
	Quem deve ler este guia?	10
	Visão geral da Ordem de Instalação	12
2	Configurar o Sistema Operacional	16
	Sobre a Configuração	17
	Notas de segurança	18
	Configurar o Microsoft Windows Server 2012 R2/2016	19
	Configurar o Windows 10	22
	Configurar o Windows 7	28
	Criar e Configurar um Caminho Corporativo	34
	Criar e Compartilhar uma Pasta no Windows Server	34
3	Instalação do Software	36
	Antes de Começar	37
	Preparação para instalação	39
	Instalar as Ferramentas de Terceiros	41
	Instalar o Adobe PDF Reader	41
	Instalar o .NET 4.7.1	42
	Executar o Verificador de Configuração do Sistema	42
	Instalar o Servidor OpenLab CDS Shared Services	44
	Tela Acordo de Licença	44
	Tela Pasta da Instalação	45
	Telas Tipo da Instalação para o Servidor Shared Services	45
	Instalar uma Estação de Trabalho em Rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS	49

Tela Acordo de Licença	49
Tela Pasta da Instalação	49
Telas Tipo da Instalação	50
Tela Resumo	51
Tarefas Pós-Instalação na Estação de Trabalho em Rede	52
Instalar um Cliente da Edição EZChrom do OpenLab CDS	53
Tela Acordo de Licença	53
Tela Pasta da Instalação	54
Telas Tipo da Instalação	54
Tela Resumo	56
Instalar um Controlador de Instrumento Agilent (AIC)	57
Tela Acordo de Licença	57
Tela Pasta da Instalação	57
Telas Tipo da Instalação	58
Tela Resumo	60
Instalar uma Estação de Trabalho em Rede (Topologia Mista)	61
Instalação com script	62
Sobre a Instalação com Script	62
Exportar como XML	62
Parâmetros e Códigos de Retorno	63
Desinstalação	68
Registro e Rastreamento	68
Instalar Software e Drivers Adicionais OpenLab	69
O que fazer em seguida?	70
4 Tarefas Pós-Instalação	71
Configurar o programa antivírus	72
Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional	74
No AIC: Identificar uma Conta de Domínio para Execução de Serviços de Instrumento	75

5	Procedimentos opcionais	76
	Executar uma verificação de software depois da instalação de software	77
	Configurar a Segurança Avançada de Arquivos (AFS)	77
	Ativar a Segurança Avançada de Arquivos	78
	Melhorar o desempenho em máquinas off-line	80
6	Licenciamento	81
	Sobre o Licenciamento do OpenLab CDS	82
	Tipos de Licença	82
	Arquivo de Licença	83
	Obter uma licença	84
	Obter uma licença com o SubscribeNet	84
	Outros Meios para Obter uma Licença	86
	Instalar Sua Licença	88
	Configurar Servidor de Licenças	88
	Instalar Sua Licença	88
7	Configurar o OpenLab CDS no Control Panel	90
	Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento	91
	Configurar a política de segurança	93
	Configurar Usuários/Grupos/Funções	93
	Criar ou importar usuários	94
	Grupos	95
	Funções e Privilégios	95
	Funções específicas para instrumentos individuais	96
	Configurar o projeto inicial	97
	Configurar o Instrumento Inicial	97
	Configurar o Servidor de Impressão no OpenLab	99

8	Atualizar para uma Nova Versão do Software	100
	Planejar a sua Atualização	101
	Retrocompatibilidade Durante a Atualização	101
	Fluxo de Trabalho para Atualização de Sistemas Distribuídos ou em Rede	102
	Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07 SR2 ou superior	102
	Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07, A.04.06, A.04.05, A.04.04 ou A.04.03	103
	Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.02 ou A.04.01	104
	Atualização da Licença	105
	Atualizar um Servidor OpenLab/Data Store	105
	Executar o Assistente de Desinstalação no Servidor OpenLab CDS Shared Services	106
	Executar o Assistente de Atualização em AICs, Clientes ou Estações de Trabalho em Rede	107
9	Desinstalar o software	109
	Sobre a Desinstalação	110
	Executar o Assistente de Desinstalação em um Cliente CDS	111
	Executar o Assistente de Desinstalação em um Controlador do Instrumento	112
	Executar o Assistente de Desinstalação no Servidor OpenLab Shared Services	113
	Executar o Assistente de Desinstalação em uma Estação de Trabalho em Rede	114
10	Apêndice	115
	Alterar a Autenticação do SQL Server para o Modo Misto	116
	Assistência de Vendas e Suporte	117



1

Introdução

Este capítulo oferece uma visão geral do software da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Inclui também certos requisitos necessários antes de iniciar a instalação.



Quem deve ler este guia?

Este guia de instalação fornece instruções sobre como instalar e configurar Estações de Trabalho em Rede ou Sistemas Distribuídos para a Edição EZChrom do OpenLab.

Consulte o seu representante da Agilent para obter outros guias de instalação de configuração de sistemas.

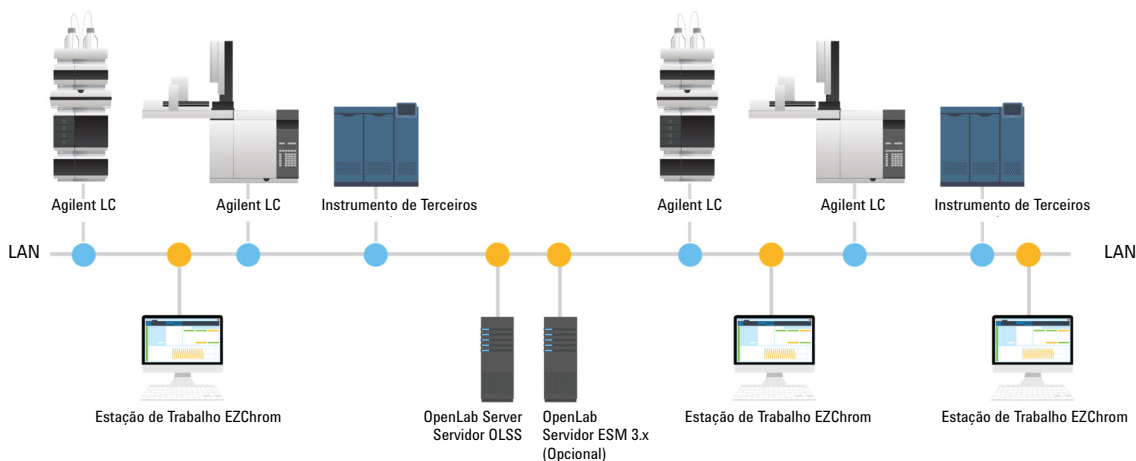


Figura 1 Configuração da estação de trabalho em rede

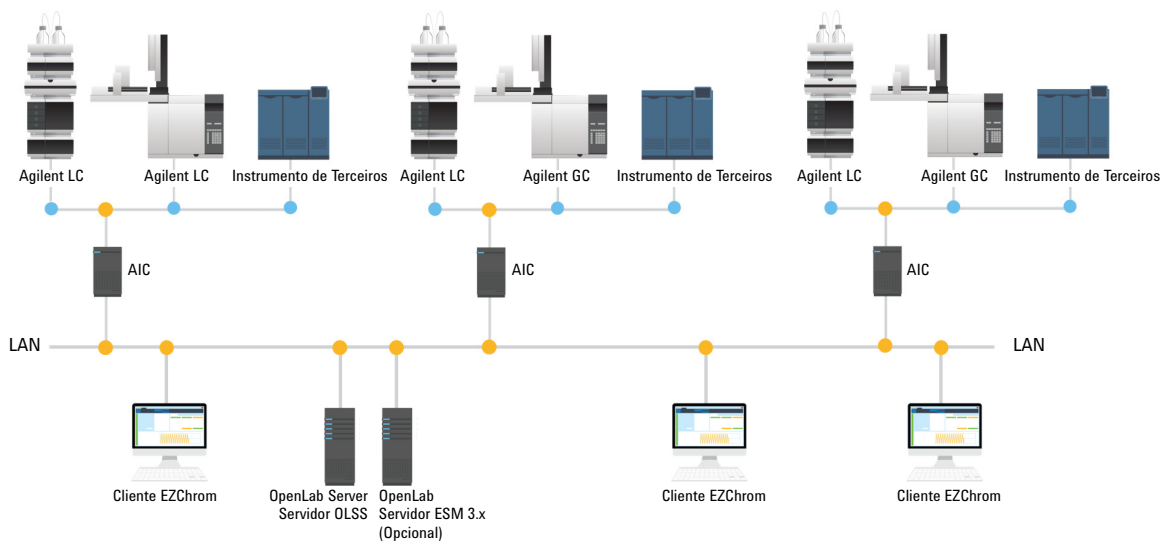


Figura 2 Configuração do sistema distribuído

Para uma instalação com o Servidor OpenLab/Data Store, o componente Shared Services e o módulo Content Management são instalados no mesmo servidor.

Visão geral da Ordem de Instalação

Este capítulo fornece uma visão geral das etapas obrigatórias e opcionais da instalação e configuração das Estações de Trabalho em Rede ou dos Sistemas Distribuídos. Para mais detalhes sobre o procedimento de atualização, consulte [“Atualizar para uma Nova Versão do Software”](#) na página 100.

Estação de Trabalho em Rede

Siga estas etapas para instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS em um sistema em rede.

Pré-requisitos

- OpenLab ECM:

Se deseja conectar a um servidor OpenLab ECM, ele já deve existir. Deve ser instalado um Servidor OpenLab Shared Services adicional, conforme descrito.

- Servidor OpenLab/Data Store:

Se deseja conectar a um Servidor OpenLab/Data Store, ele já deve existir.

O Servidor OpenLab/Data Store já inclui os componentes do servidor OpenLab Shared Services. Deste modo, não é necessário ter um Servidor OpenLab Shared Services.

- Banco de dados para o OpenLab Shared Services:

O banco de dados utilizado pelo OpenLab Shared Services pode ser hospedado no Oracle, Microsoft SQL Server ou PostgreSQL. Os servidores Oracle e Microsoft SQL devem ser instalados antes da instalação do servidor OpenLab Shared Services. O PostgreSQL será instalado com o servidor OpenLab Shared Services.

- 1 Para a Edição EZChrom sem o Servidor OpenLab/Data Store: No servidor OpenLab Shared Services,

[“Configurar o Microsoft Windows Server 2012 R2/2016”](#) na página 19

- 2 [“Criar e Configurar um Caminho Corporativo”](#) na página 34.

- 3** Nos PCs da Estação de Trabalho:
 “Configurar o Windows 10” na página 22
 OU
 “Configurar o Windows 7” na página 28
- 4** Estas etapas são opcionais:
 - a** “Copiar os Arquivos de Instalação para uma Pasta Centralizada para Instalação” na página 40.
 - b** “Executar o Verificador de Configuração do Sistema” na página 42.
- 5** “Instalar as Ferramentas de Terceiros” na página 41.
- 6** Para a Edição EZChrom sem o Servidor OpenLab/Data Store: “Instalar o Servidor OpenLab CDS Shared Services” na página 44.
- 7** “Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento” na página 91.

Este procedimento também pode ser realizado após a conclusão da instalação.
- 8** “Instalar uma Estação de Trabalho em Rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS” na página 49.

Após a instalação: “Configurar o programa antivírus” na página 72.

Sistema Distribuído

Siga estas etapas para instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS em um Sistema Distribuído.

Pré-requisitos

- OpenLab ECM:

Se deseja conectar a um servidor OpenLab ECM, ele já deve existir. Deve ser instalado um Servidor OpenLab Shared Services adicional, conforme descrito.

- Servidor OpenLab/Data Store:

Se deseja conectar a um Servidor OpenLab/Data Store, ele já deve existir.

O Servidor OpenLab/Data Store já inclui os componentes do servidor OpenLab Shared Services. Deste modo, não é necessário ter um Servidor OpenLab Shared Services.

- Banco de dados para o OpenLab Shared Services:

O banco de dados utilizado pelo OpenLab Shared Services pode ser hospedado no Oracle, Microsoft SQL Server ou PostgreSQL. Os servidores Oracle e Microsoft SQL devem ser instalados antes da instalação do servidor OpenLab Shared Services. O PostgreSQL será instalado com o servidor OpenLab Shared Services.

- 1 Para a Edição EZChrom sem o Servidor OpenLab/Data Store: No servidor OpenLab Shared Services,

“Configurar o Microsoft Windows Server 2012 R2/2016” na página 19

- 2 “Criar e Configurar um Caminho Corporativo” na página 34.

- 3 Configurar o AIC:

“Configurar o Windows 10” na página 22

OU

“Configurar o Windows 7” na página 28

OU

“Configurar o Microsoft Windows Server 2012 R2/2016” na página 19

4 Configurar os Clientes EZChrom:

“Configurar o Windows 10” na página 22

OU

“Configurar o Windows 7” na página 28

5 Estas etapas são opcionais:

a “Copiar os Arquivos de Instalação para uma Pasta Centralizada para Instalação” na página 40.

b “Executar o Verificador de Configuração do Sistema” na página 42.

6 “Instalar as Ferramentas de Terceiros” na página 41.

7 Para a Edição EZChrom sem o Servidor OpenLab/Data Store: “Instalar o Servidor OpenLab CDS Shared Services” na página 44.

Após a instalação:

- “Configurar o programa antivírus” na página 72
- “Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional” na página 74

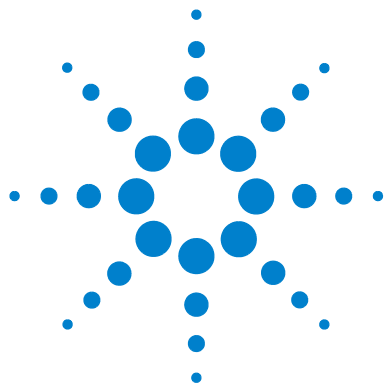
8 “Instalar um Cliente da Edição EZChrom do OpenLab CDS” na página 53

9 “Instalar um Controlador de Instrumento Agilent (AIC)” na página 57

Após a instalação:

- “No AIC: Identificar uma Conta de Domínio para Execução de Serviços de Instrumento” na página 75
- “Configurar o programa antivírus” na página 72

10 Em um Sistema Distribuído, também é possível instalar Estações de Trabalho em Rede, além do AIC e dos Clientes EZChrom, criando, conseqüentemente, uma tipologia mista. Para obter mais informações sobre Estações de Trabalho em Rede em Sistemas Distribuídos, consulte o *Guia de Administração da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.



2 Configurar o Sistema Operacional

Este capítulo descreve a configuração dos diferentes sistemas operacionais para estações de trabalho, clientes e servidores OpenLab CDS Shared Services.



Sobre a Configuração

Os procedimentos deste documento descrevem todos os parâmetros necessários para configurar um sistema Windows que não seja da Agilent para ser utilizado com a Edição EZChrom do OpenLab CDS.

A Edição EZChrom do OpenLab CDS precisa ser instalada usando uma conta de usuário de Administrador do sistema operacional. Para executar o sistema com as opções configuradas indicadas neste documento, todos os usuários e usuários avançados devem usar as mesmas configurações.

NOTA

Se o Controle de Conta de Usuário (UAC) estiver ativo, algumas etapas da configuração necessitarão de confirmação ativa para continuar.

NOTA

Para todos os produtos baseados em servidores, os servidores dedicados são altamente recomendados de modo a evitar conflitos com outros aplicativos e maximizar o desempenho.

Algumas alterações neste documento são obrigatórias para a Edição EZChrom do OpenLab CDS funcionar adequadamente em um sistema com Windows. Algumas alterações otimizarão o desempenho do aplicativo. Outras alterações terão um impacto gráfico ou reduzido. Para indicar a importância relativa das configurações individuais, cada item está categorizado como:

- **OBRIGATÓRIO:** Estas alterações precisam ser aplicadas.
- **DESEMPENHO:** Estas alterações melhorarão o desempenho do sistema.
- **OPCIONAL:** A maioria destas alterações afetará a exibição gráfica do aplicativo.

Notas de segurança

NOTA

Mantenha o seu computador desconectado da internet até ter instalado os patches de segurança e os hotfixes apropriados. É altamente recomendado instalar as correções de segurança mais recentes, conforme suportado pela Agilent Technologies e pelas definições de vírus, antes de se conectar a uma rede.

- Instale o Windows a partir da mídia de instalação Microsoft. Durante a configuração, forneça o nome do computador, a senha do administrador e as configurações de rede. Escolha juntar-se a um domínio existente ou configurar o sistema em um modo de grupo de trabalho.
- No servidor OpenLab Shared Services, não instale ou configure nenhum recurso ou função de servidor.
- Para proteger o sistema contra vírus, instale um programa antivírus. Abra as portas do firewall listadas nas Configurações do Firewall no guia de *Requisitos da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.

NOTA

A execução de programas antivírus poderá influenciar o comportamento e o desempenho do seu computador. Alguns verificadores de vírus podem provocar problemas quando usados com a Edição EZChrom do OpenLab CDS. O aplicativo é testado com Endpoint Protection 12.x da Symantec e com Microsoft Security Essentials.

Configurar o Microsoft Windows Server 2012 R2/2016

- [OBRIGATÓRIO] 1 **Sistema** (Painel de Controle da Microsoft) * e ative o Windows.
- [OBRIGATÓRIO] 2 **Opções de Pastas** (Painel de controle da Microsoft): Na guia **Visualizar**,
- Ative **Sempre exibir menus**.
 - Desmarque **Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos**.
 - Ative **Exibir o caminho completo na barra de título (apenas para o tema Clássico)**.
- Aplique estas configurações a todas as pastas selecionando o botão **Aplicar às Pastas**.
- [OBRIGATÓRIO] 3 Explorador de arquivos (acesse **Iniciar > Explorador de Arquivos**), faixa de opções **Visualizar**:
- a Selecione o layout **Detalhes**.
 - b Em **Painel de navegação**, ative o **Painel de navegação**.
- [OBRIGATÓRIO] 4 **Atualização do Windows** (Painel de Controle da Microsoft).
- a Verifique se existem atualizações e aplique todos os patches críticos de segurança.
 - c Clique em **Alterar Configurações**. Defina a seleção **Atualizações Importantes** como **Nunca verificar se há atualizações**. Desmarque as outras opções de atualização.
- NOTA**
- Esta configuração é importante para evitar problemas ocasionados por uma reinicialização automática do sistema.
-
- [OBRIGATÓRIO] 5 **Desativar Serviços** (Painel de controle da Microsoft):
- a Clique duas vezes em **Serviços**.
 - b Clique duas vezes no serviço **Experiência com Aplicativo**. Defina o tipo de inicialização como **Desativado**.

* Exiba os itens por ícone para ver uma lista de todos os itens.

- [OBRIGATÓRIO] 6 Ajustar Opções de Energia** (Painel de controle da Microsoft):
- a** Ative o plano de energia **Alto desempenho** (**Exibir planos adicionais**).
 - b** Clique em **Alterar as configurações do plano**.
 - c** Clique em **Alterar configurações de energia avançadas**.
 - d** Abra os nós de **Disco rígido**, **Desligar o disco rígido após** e verifique se os Minutos estão definidos como 0 (= **Nunca**).
- [OBRIGATÓRIO] 7 Política de Segurança Local** (Painel de Controle da Microsoft)
- a** Navegue até **Configurações de segurança > Políticas locais > Opções de segurança**.
 - b** Clique duas vezes na seguinte política no painel do lado direito: **Acesso à rede: Modelo de compartilhamento e segurança para contas locais**.
 - c** Na caixa de diálogo exibida selecione o seguinte item da lista suspensa: **Clássico – os usuários locais são autenticados como eles próprios**.
- [OBRIGATÓRIO] 8 Fuso Horário** (Painel de controle da Microsoft): Recomendamos utilizar o mesmo fuso horário para servidores e clientes.
- [OBRIGATÓRIO] 9 Gerenciamento de energia de dispositivos de rede** (Painel de Controle da Microsoft):
- a** Selecione **Alterar as configurações do adaptador**.
 - b** Clique com o botão direito em **Ethernet** e, em seguida, selecione **Propriedades**.
 - c** Clique em **Configurar**.
 - d** Na guia **Gerenciamento de Energia**, desmarque todos os itens.
- [OBRIGATÓRIO] 10 Layout da tela** (Painel de controle da Microsoft):
- a** Clique em **Alterar as cores da janela**.
 - b** Certifique-se de que o **Windows Basic** esteja selecionado.
- [OBRIGATÓRIO] 11 Configurações .NET** (Painel de controle da Microsoft):
- a** Clique em **Ativar ou desativar recursos do Windows**.
O **Gerenciador de Servidores** será exibido com a caixa de diálogo **Assistente Adicionar Funções e Recursos**.
 - b** Em **Seleção de Servidores**, selecione o servidor relevante.
Isto ativa a página **Recursos**.
 - c** Na página **Recursos**, ative o **.NET 3.5** ao selecionar a caixa de seleção **.NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)**

Esta opção necessita de conexão com a internet.

NOTA

Se o computador não tiver acesso à internet, o .NET Framework 3.5 não será instalado.

- d Para se certificar de que todos os componentes net.tcp foram corretamente inicializados, a ativação não-HTTP deve estar ativada. Expanda o nó **.NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)** e selecione a caixa de seleção **Ativação Não HTTP do Windows Communication Foundation**.

[DESEMPENHO]

12 Propriedades do Sistema (Painel de Controle da Microsoft): clique em **Configurações avançadas do sistema**.

- a Na guia **Avançado > Desempenho** clique no botão **Configurações**.
 - Na guia **Efeitos Visuais**, desmarque todas as entradas.
 - Guia **Avançado > Memória Virtual**: Para um desempenho ideal, use o botão **Alterar** para ajustar o tamanho do arquivo de paginação para um valor 2 a 3 vezes a memória RAM física do PC.
 - Guia **Prevenção de Execução de Dados**: Ative **Ativar a DEP só para programas e serviços essenciais do Windows**.
- b Botão **Avançado > Inicialização e Recuperação > Configurações**:
 - Seção **Inicialização do sistema**: Altere ambos os campos **Tempo para exibir...** de **30** para **3** segundos.

[OPCIONAL]

13 Propriedades da Lixeira: (clique com o botão direito no ícone da Lixeira na área de trabalho). Ative as seguintes opções:

- Tamanho personalizado; selecione um tamanho correspondente a aproximadamente 10% do espaço de disco completo da unidade.
- Selecione **Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão**.

14 Região (Painel de controle da Microsoft): Idioma para programas não Unicode:

Na guia **Administrativo**, clique em **Alterar o local do sistema....** Na lista suspensa, selecione **Inglês (Estados Unidos)**.

NOTA

Não altere a localidade do sistema se estiver usando um sistema operacional inglês, português, japonês ou chinês.

Configurar o Windows 10

- [OBRIGATÓRIO] 1 **Sistema** (Painel de controle da Microsoft)*: Registre o Windows na Microsoft.
- [OBRIGATÓRIO] 2 **Opções do Explorador de Arquivos** (Painel de controle da Microsoft): Na guia **Visualizar**,
- Selecione **Mostrar sempre menus**.
 - Selecione **Exibir o caminho completo na barra de título**.
 - Desmarque **Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos**.
 - Desmarque **Usar Assistente de Compartilhamento**.
- [OBRIGATÓRIO] 3 **Iniciar > Configurações > Atualização e Segurança**:
- a Clique em **Verificar se há atualizações** para verificar se existem atualizações e aplique todos os patches de segurança críticos.
Antes de prosseguir, verifique se todas as atualizações foram baixadas e instaladas. Verifique se há alguma reinicialização pendente.
- b Clique em **Opções avançadas**.
- c Selecione a caixa de seleção **Adiar atualizações de recursos**.
- d Clique em **Escolher o modo como as atualizações são administradas**.
- e Desative a opção **Atualizações de mais do que um local**.
- [OBRIGATÓRIO] 4 Configurações para atualizações: O serviço **Atualização do Windows** NÃO DEVE estar em execução durante a instalação.
- [OBRIGATÓRIO] 5 **Opções de indexação** (Painel de controle da Microsoft): Desabilite a indexação.
Clique no botão **Modificar**. Desmarque todas as unidades e localizações.
- [OBRIGATÓRIO] 6 **Iniciar > pesquisar 'gpedit.msc'**: Opções de logon do Windows
- a Navegue até **Política de Computador Local > Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon**.
- b Defina **Ocultar pontos de entrada para Troca Rápida de Usuário** e **Sempre usar logon clássico** para **Habilitado**.

* Exiba os itens por ícone para ver uma lista de todos os itens.

- QUANDO** 7 **Iniciar > Configurações > Sistema > Modo Tablet:** Para **Ao me conectar**, selecione **Usar modo Área de Trabalho**.
- [OBRIGATÓRIO]** 8 **Opções de energia** (Painel de controle da Microsoft):
- a Selecione como plano preferido **Alto desempenho**
 - b Clique em **Alterar as configurações do plano**
 - c Defina a opção **Suspender atividade do computador** para **Nunca**.
 - d Clique em **Alterar configurações de energia avançadas**.
 - e Abra os nós de **Disco rígido > Desligar o disco rígido após**.
 - f Configure os minutos para 0 (=nunca).
- [OBRIGATÓRIO]** 9 **Iniciar > Configurações > Sistema > Mapas Offline:** Desative **Conexões limitadas e Atualizações dos mapas**.
- [OBRIGATÓRIO]** 10 **Ferramentas administrativas** (Painel de controle da Microsoft): Configure as opções de segurança:
- a Clique duas vezes em **Política de Segurança Local**.
 - b Navegue até **Configurações de segurança > Políticas locais > Opções de segurança**
 - c Clique duas vezes na seguinte política no painel do lado direito: **Acesso à rede: Modelo de compartilhamento e segurança para contas locais**
 - d Na caixa de diálogo exibida selecione o seguinte item da lista suspensa: **Clássico – os usuários locais são autenticados como eles próprios**
- [OBRIGATÓRIO]** 11 **Iniciar > Configurações > Sistema e Segurança:**
- a Clique em **Alterar configurações do Windows SmartScreen**.
Selecione **Não fazer nada (desative o Windows SmartScreen)**.
- [OBRIGATÓRIO]** 12 **Data e hora** (Painel de controle da Microsoft): escolha o fuso horário correspondente à localização da sua máquina.
- [OBRIGATÓRIO]** 13 **Centro de rede e compartilhamento** (Painel de controle da Microsoft):
- a Selecione **Alterar as configurações do adaptador**. Clique com o botão direito em **Conexão Local > Propriedades > Configurar**.
 - b Na guia **Gerenciamento de Energia**, desmarque todas as caixas de seleção.

[OBRIGATÓRIO] 14 Programas e recursos (Painel de controle da Microsoft):

- a Clique em **Ativar ou desativar recursos do Windows**.
- b Habilitar .NET 3.5 selecionando a caixa de seleção **.NET Framework 3.5 (inclui .NET 2.0 e 3.0)**.
Esta opção necessita de conexão com a internet.

NOTA

Se o procedimento não decorrer conforme esperado ou se o computador não tiver acesso à Internet, instale o .NET 3.5 a partir da mídia de instalação do Windows (consulte os detalhes do Windows 10 em <https://support.microsoft.com/en-us/kb/2734782>). Se não possuir uma mídia de instalação, crie uma conforme descrito em <https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10>.

- c Para se certificar de que todos os componentes net.tcp foram corretamente inicializados, a ativação não-HTTP deve estar ativada. Expanda o nó **.NET Framework 3.5 (inclui o .NET 2.0 e 3.0)** e selecione a caixa de seleção **Ativação Não HTTP do Windows Communication Foundation**.
- d Selecione a caixa de seleção **Serviços Avançados .NET Framework 4.6/4.7**. Utilize os valores padrão para subitens.
- e Selecione a caixa de seleção **Internet Explorer 11**.
- f Selecione a caixa de seleção **Cliente Telnet**.
- g Selecione a caixa de seleção **Cliente TFTP**.
- h Reinicie o PC.

[OBRIGATÓRIO] 15 Iniciar > Configurações > Sistema > Aplicativos Padrão: Selecione o Internet Explorer como o navegador padrão.
Não use o Edge, pois não é suportado. Desmarque o Edge da barra de tarefas.

[OBRIGATÓRIO] 16 Desabilite o Modo de Exibição de Compatibilidade no Internet Explorer.

- a Abra o Internet Explorer.
- b Clique no menu Ferramentas e depois clique em **Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade**.
- c Desative a caixa de seleção **Exibir sites da intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade**.

- [OBRIGATÓRIO] 17 Ative o painel de navegação:
Abra o Windows Explorer, selecione **Ver > Painel de navegação** e certifique-se de que a opção **Painel de navegação** esteja selecionada.
- [OBRIGATÓRIO] 18 Desativar o Modo de Aprovação do Administrador para a Conta de Administrador Integrada:
a Na janela **Iniciar**, digite **Política de Segurança Local** e pressione **ENTER**.
b Navegue até **Políticas Locais > Opções de Segurança**.
c Clique duas vezes em **Controle de Conta de Usuário: política do Modo de Aprovação do Administrador para a Conta de Administrador Integrada**.
d Selecione **Desativado** e clique em **OK**.
- [OBRIGATÓRIO] 19 Detectar automaticamente a rede da intranet:
a Abra o Internet Explorer.
b Clique no menu **Ferramentas** e, em seguida, clique em **Opções da Internet**.
c Na aba **Segurança**, selecione **Intranet Local** e clique em **Sites**.
d Selecione **Detectar automaticamente a rede da intranet**.
e Para Windows 10, versão 1703, clique em **Avançado**.
f Adicione o caminho de rede de onde o instalador EZChrom está mapeado e clique em **Fechar**.
- [DESEMPENHO] 20 **Sistema** (Painel de controle da Microsoft): Alterar as opções de desempenho:
a Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
b Na guia **Avançado > Desempenho**, clique em **Configurações**.
c Na guia **Efeitos visuais**, selecione **Ajustar para melhor desempenho**.
d Em **Personalizar**, selecione as seguintes caixas de seleção para uma melhor funcionalidade:
 - **Alisar bordas das fontes de tela**
 - **Mostrar sombras no cursor do mouse**
 - **Mostrar sombras sob janelas**
- [DESEMPENHO] 21 **Iniciar > Configurações > Personalização > Cores**: Desative **Tornar o menu Iniciar, a barra de tarefas e a central de ações transparentes**.

[DESEMPENHO] 22 Sistema (Painel de controle da Microsoft): Alterar propriedades do sistema:

- a Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
- b Na guia **Avançado > Desempenho**, clique em **Configurações**.
 - Guia **Avançado > Memória virtual**: Para um desempenho ideal, use o botão **Alterar** para ajustar o tamanho do arquivo de paginação para um valor 2 a 3 vezes a memória RAM física do PC. Se possível, localize o arquivo de paginação em uma unidade diferente da unidade de instalação do sistema.
 - Guia **Prevenção de Execução de Dados**: Selecione **Ativar a DEP só para programas e serviços essenciais do Windows**.
- c Botão **Avançado > Inicialização e Recuperação > Configurações**:
 - Seção **Inicialização do sistema**:
Altere ambos os campos **Tempo para exibir...** de **30** para **3** segundos.
 - Seção **Falha do sistema**:
Selecione **Reiniciar automaticamente**, na seção **Gravar informações de depuração** selecione **Despejo de memória Kernel** na lista suspensa.
- d Guia **Proteção do sistema**
Certifique-se de que a opção **Proteção** esteja desativada. Se for necessário, clique em **Configurar** e selecione **Desativar proteção do sistema**.
- e Guia **Remoto**
 - Na seção **Assistência Remota**, desmarque a caixa de seleção **Permitir Conexões de Assistência Remota para este computador**.
 - Na seção **Área de Trabalho Remota**, selecione **Não permitir conexões para este computador**.

[OPCIONAL] 23 Iniciar > Configurações > Personalização: Desative as informações publicitárias:

- a Na página **Tela de bloqueio**:
 - Em **Plano de fundo**, selecione **Imagem** ou **Apresentação de slides**.
 - Desative a opção **Receber fatos divertidos, dicas, truques e muito mais na tela de bloqueio**.
 - Desative a opção **Mostrar a imagem de tela de fundo da tela de bloqueio do Windows na tela de entrada**.
- b Na página **Iniciar**:
Desative a opção **Ocasionalmente mostrar sugestões em Iniciar**.

[OPCIONAL] 24 **Iniciar > Configurações > Privacidade:**

- a Na página **Geral**, desative o seguinte:
 - **Deixar que os aplicativos usem minha ID de anúncio**
 - **Habilite o Filtro SmartScreen para verificar o conteúdo da Web**
 - **Enviar informações sobre o modo como escrevo à Microsoft**
- b Na página **Localização**, desative a opção **Localização**.

[OPCIONAL] 25 **Iniciar > pesquisar 'gpedit.msc': Central de Boas-Vindas:**

- a Navegue até **Política de Computador Local > Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon**.
- b Defina **Não exibir a tela de boas-vindas Introdução ao fazer logon** como **Habilitada**.

[OPCIONAL] 26 **Propriedades da Lixeira:** (clique com o botão direito no ícone da área de trabalho **Lixeira**) Selecione as seguintes opções:

- **Tamanho personalizado:** selecione um tamanho correspondente a aproximadamente 10% do espaço de disco completo da unidade.
- Selecione **Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão**.

Repita estas etapas para todas as unidades do computador.

27 Região (Painel de controle da Microsoft): Idioma para programas não Unicode:

Na guia **Administrativo**, clique em **Alterar o local do sistema....** Na lista suspensa, selecione **Inglês (Estados Unidos)**.

NOTA

Não altere a localidade do sistema se estiver usando um sistema operacional inglês, português, japonês ou chinês.

[OPCIONAL] 28 Clique com o botão direito na barra de tarefas para abrir a caixa de diálogo **Propriedades da Barra de tarefas e do menu Iniciar**. Na guia **Barra de tarefas**, em **Botões da barra de tarefas**, selecione **Combinar quando a barra de tarefas estiver cheia**.

Isto irá simplesmente alternar entre as instâncias abertas do CDS.

Configurar o Windows 7

[OBRIGATÓRIO] 1 **Sistema** (Painel de controle da Microsoft)*: Registre o Windows na Microsoft.

[OBRIGATÓRIO] 2 **Opções de Pastas** (Painel de controle da Microsoft): Na guia **Visualizar**,

- Selecione **Mostrar sempre menus**.
- Selecione **Exibir o caminho completo na barra de título**.
- Desmarque **Ocultar extensões de tipos de arquivos conhecidos**.
- Desmarque **Usar Assistente de Compartilhamento**.

[OBRIGATÓRIO] 3 **Atualização do Windows** (Painel de Controle da Microsoft):

- a Clique em **Verificar se há atualizações** para verificar se existem atualizações e aplique todos os patches de segurança críticos.
- b Clique em **Alterar configurações**. Na seção **Atualizações importantes**, selecione **Nunca verificar se há atualizações**. Desmarque as outras opções de atualização.

NOTA

Esta configuração é importante para evitar perder dados devido à reinicialização do sistema durante a aquisição de dados.

[OBRIGATÓRIO] 4 **Ferramentas administrativas** (Painel de controle da Microsoft): Desative os serviços.

- a Clique duas vezes em **Serviços**.
- b Clique duas vezes nos seguintes serviços e defina o tipo de inicialização a **Desabilitado**:
 - **Experiência com Aplicativo**
 - **Gerenciador de Sessão do Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho**

[OBRIGATÓRIO] 5 **Ferramentas administrativas** (Painel de controle da Microsoft): Configure as opções de segurança:

- a Clique duas vezes em **Política de Segurança Local**.
- b Navegue até **Configurações de segurança > Políticas locais > Opções de segurança**

* Exiba os itens por ícone para ver uma lista de todos os itens.

- c Clique duas vezes na seguinte política no painel do lado direito: **Acesso à rede: Modelo de compartilhamento e segurança para contas locais**
- d Na caixa de diálogo exibida selecione o seguinte item da lista suspensa: **Clássico – os usuários locais são autenticados como eles próprios**

[OBRIGATÓRIO] 6 **Opções de indexação** (Painel de controle da Microsoft): Desabilite a indexação.
Clique no botão **Modificar**. Desmarque todas as unidades e localizações.

[OBRIGATÓRIO] 7 **Opções de energia** (Painel de controle da Microsoft):

- a Selecione como plano preferido **Alto desempenho**
- b Clique em **Alterar as configurações do plano**
- c Defina a opção **Suspender atividade do computador** para **Nunca**.
- d Clique em **Alterar configurações de energia avançadas**.
- e Abra os nós de **Disco rígido > Desligar o disco rígido após**.
- f Configure os minutos para 0 (=nunca).

[OBRIGATÓRIO] 8 **Região e Idioma** (Acesse **Painel de Controle > Região e Idioma**).

- a As opções regionais devem estar configuradas para **Inglês (Estados Unidos)** na lista suspensa.
- b Se outro formato regional que não **Inglês (Estados Unidos)** estiver sendo utilizado, as configurações seguintes serão obrigatórias. As configurações podem ser definidas clicando no botão **Configurações adicionais...**:
 - Símbolo decimal = . (ponto)
 - Símbolo de agrupamento de dígitos = , (vírgula)
 - Separador de lista = , (vírgula)

[OBRIGATÓRIO] 9 **Data e hora** (Painel de controle da Microsoft): escolha o fuso horário correspondente à localização da sua máquina.

[OBRIGATÓRIO] 10 **Centro de rede e compartilhamento** (Painel de controle da Microsoft):

- a Selecione **Alterar as configurações do adaptador**. Clique com o botão direito em **Conexão Local > Propriedades > Configurar**.
- b Na guia **Gerenciamento de Energia**, desmarque todas as caixas de seleção.

- [OBRIGATÓRIO]** **11 Programas e recursos** (Painel de controle da Microsoft): Habilite a ativação não-HTTP.
- a** Clique em **Ativar ou desativar recursos do Windows**.
 - b** Expanda o nó **Microsoft .NET Framework 3.5.1** e selecione a caixa de seleção **Ativação Não-HTTP do Windows Communication Foundation**.
 - c** Selecione a caixa de seleção **Internet Explorer 11**.
 - d** Selecione a caixa de seleção **Cliente Telnet**.
 - e** Selecione a caixa de seleção **Cliente TFTP**.
 - f** Reinicie o PC.
- [OBRIGATÓRIO]** **12 Opções de logon do Windows** (**Iniciar > pesquise por "gpedit.msc"**)
- a** Navegue até **Política de Computador Local > Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon**.
 - b** Defina **Ocultar pontos de entrada para Troca Rápida de Usuário** e **Sempre usar logon clássico** para **Habilitado**.
- [OBRIGATÓRIO]** **13** Desabilite o Modo de Exibição de Compatibilidade no Internet Explorer.

NOTA

Este passo é apenas necessário se usar o OpenLab Content Management (anteriormente conhecimento como OpenLab Data Store).

- a** Abra o Internet Explorer.
 - b** Clique no menu Ferramentas e depois clique em **Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade**.
 - c** Desative a caixa de seleção **Exibir sites da intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade**.
- [OBRIGATÓRIO]** **14** Ative o painel de navegação:
- Abra o Windows Explorer, selecione **Organizar > Painel de navegação** e certifique-se de que a opção Painel de navegação esteja selecionada.

[DESEMPENHO] 15 Sistema (Painel de controle da Microsoft): Alterar as opções de desempenho:

- a Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
- b Na guia **Avançado > Desempenho**, clique em **Configurações**.
- c Na guia **Efeitos visuais**, selecione **Ajustar para melhor desempenho**.
- d Em **Personalizar**, selecione as seguintes caixas de seleção para uma melhor funcionalidade:
 - **Alisar bordas das fontes de tela**
 - **Mostrar sombras no cursor do mouse**
 - **Mostrar sombras sob janelas**

[DESEMPENHO] 16 Sistema (Painel de controle da Microsoft): Alterar propriedades do sistema:

- a Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
- b Na guia **Avançado > Desempenho**, clique em **Configurações**.
 - Guia **Avançado > Memória virtual**: Para um desempenho ideal, use o botão **Alterar** para ajustar o tamanho do arquivo de paginação para um valor 2 a 3 vezes a memória RAM física do PC. Se possível, localize o arquivo de paginação em uma unidade diferente da unidade de instalação do sistema.
 - Guia **Prevenção de Execução de Dados**: Selecione **Ativar a DEP só para programas e serviços essenciais do Windows**.
- c Botão **Avançado > Inicialização e Recuperação > Configurações**:
 - Seção **Inicialização do sistema**:
Altere ambos os campos **Tempo para exibir...** de **30** para **3** segundos.
 - Seção **Falha do sistema**:
Selecione **Reiniciar automaticamente**, na seção **Gravar informações de depuração** selecione **Despejo de memória Kernel** na lista suspensa.
- d Guia **Proteção do sistema**
Certifique-se de que a opção **Proteção** esteja desativada. Se for necessário, clique em **Configurar** e selecione **Desativar proteção do sistema**.
- e Guia **Remoto**
 - Na seção **Assistência Remota**, desmarque a caixa de seleção **Permitir Conexões de Assistência Remota para este computador**.
 - Na seção **Área de Trabalho Remota**, selecione **Não permitir conexões para este computador**.

[OPCIONAL] 17 Layout geral: (clique com o botão direito em **Iniciar > Propriedades**)

- a Guia **Menu Iniciar**: Na seção **Privacidade**, selecione os dois itens
- b Guia **Menu Iniciar > botão Personalizar**: Na caixa de diálogo **Personalizar o menu Iniciar**:

Desmarque a seguinte opção:

- Menu Favoritos

Selecione as seguintes opções:

- Computador **Exibir como um link**
- Conectar a
- Control Panel: **Exibir como um menu**
- **Programas padrão**
- **Dispositivos e Impressoras**
- Documentos: **Exibir como um link**
- **Habilitar menus de contexto e o recurso arrastar e soltar**
- Jogos: **Não exibir este item**
- Ajuda
- **Realçar programas recém-instalados**
- Música: **Não exibir este item**
- **Rede**
- **Abrir submenus quando eu colocar o ponteiro do mouse sobre eles**
- Pasta pessoal: **Exibir como um link**
- Imagens: **Exibir como um link**
- **Comando Executar**
- Pesquisar outros arquivos e bibliotecas **Pesquisar pastas públicas**
- **Pesquisar programas e o Painel de Controle**
- **Classificar o menu Todos os Programas por nome**
- Ferramentas administrativas do sistema: **Exibir no menu Todos os programas e no menu Iniciar**
- **Utilizar ícones grandes**

- [OPCIONAL] **18 Centro de boas-vindas (Iniciar > pesquisa por "gpedit.msc"):**
- a Navegue até **Política de Computador Local > Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Logon.**
 - b Defina **Não exibir a tela de boas-vindas Introdução ao fazer logon** como **Habilitada.**
- [OPCIONAL] **19 Propriedades da Lixeira:** (clique com o botão direito no ícone da área de trabalho **Lixeira**) Selecione as seguintes opções:
- **Tamanho personalizado:** selecione um tamanho correspondente a aproximadamente 10% do espaço de disco completo da unidade.
 - Selecione **Exibir caixa de diálogo de confirmação de exclusão.**
- Repita estas etapas para todas as unidades do computador.
- [OPCIONAL] **20 Região e idioma** (Painel de controle da Microsoft): Idioma para programas não Unicode: Na guia **Administrativo**, clique em **Alterar o local do sistema....** Na lista suspensa, selecione **Inglês (Estados Unidos)**

NOTA

Não altere a localidade do sistema se estiver utilizando um sistema operacional inglês, japonês ou chinês.

Criar e Configurar um Caminho Corporativo

Na versão Windows Server 2008, foram introduzidos novos recursos de enumeração e cache para compartilhamento de arquivos. Estes recursos não são suportados pela Edição EZChrom do OpenLab CDS e devem ser desativados no Caminho Corporativo compartilhado.

Ao utilizar um sistema operacional Windows Server 2008, 2012 ou 2016 para hospedar o Caminho Corporativo de um sistema distribuído ou em rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS, as etapas a seguir serão necessárias para permitir uma operação adequada.

Criar e Compartilhar uma Pasta no Windows Server

- 1 Crie a pasta compartilhada. Por exemplo, D:\Compartilhamento1.
- 2 Clique com o botão direito na pasta criada e clique em **Propriedades**.
- 3 Selecione a guia **Compartilhamento**.
- 4 Para definir as permissões de compartilhamento, clique no botão **Compartilhamento Avançado**.
- 5 Selecione a caixa de seleção **Compartilhar esta pasta**.
- 6 Clique no botão **Permissões**.
- 7 Para conceder acesso total à pasta, clique em **Todos** no campo de nome do grupo e clique no botão **Adicionar....**

A pasta criada é compartilhada.

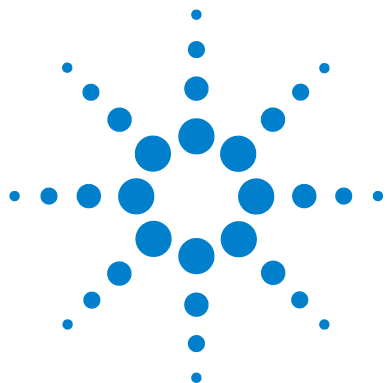
Configurar um Caminho Corporativo em um Windows Server

Preparações

- Você criou e compartilhou uma pasta.
- A Segurança Avançada de Arquivos (AFS) está desativada.

- 1 Para editar o Caminho Corporativo em seu estado atual, obtenha as credenciais de login de um usuário de domínio que tenha direitos administrativos.
- 2 Faça login no servidor que hospeda a pasta compartilhada.
- 3 Para iniciar a janela de gerenciamento, clique em **Iniciar > Ferramentas Administrativas > Gerenciador de Servidores**.
- 4 Windows Server 2012 R2/2016:
 - a No painel de navegação, selecione **Serviços de Arquivo e Armazenamento** e, em seguida, clique em **Compartilhamentos**.
 - b Clique com o botão direito no nome de compartilhamento, por exemplo **Compartilhamento1** e selecione **Propriedades** no menu de contexto.
 - c No painel de navegação, clique em **Configurações**.
 - d Desmarque a caixa de seleção **Ativar enumeração baseada no acesso**.
 - e Desmarque a caixa de seleção **Permitir cache de compartilhamento**.
- 5 Windows Server 2008 R2 SP1:
 - a No painel de navegação, selecione **Funções > Serviços de Arquivo > Gerenciamento de Armazenamento e Compartilhamento**.
 - b Clique com o botão direito no nome de compartilhamento, por exemplo **Compartilhamento1** e selecione **Propriedades** no menu de contexto.
 - c Na guia **Compartilhamento**, clique no botão **Avançado**.
 - d Desmarque a caixa de seleção **Ativar enumeração baseada no acesso**.
 - e Na guia **Cache**, selecione **Nenhum arquivo ou programa do compartilhamento disponível offline**.
- 6 Salve as configurações.

A pasta compartilhada está pronta para ser usada como Caminho Corporativo.



3 Instalação do Software

Este capítulo descreve a preparação da ferramenta de terceiros e a instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS em um servidor OpenLab Shared Services, uma Estação de Trabalho em Rede, um Cliente CDS ou um Controlador do Instrumento da Agilent.



Antes de Começar

Leia esta seção antes de começar a instalação do software atual. Algumas informações e etapas de configuração precisam ser concluídas.

- 1 Decida os nomes de computador para todas as máquinas necessárias.

É recomendado manter os nomes do computador inalterados após a instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

Por exemplo, o nome do computador de um AIC será refletido na configuração do instrumento. Alterar o nome após a instalação ocasionará esforços de configuração consideráveis.

- 2 Decida sobre como administrar os registros de auditoria.

Por padrão, os registros de auditoria são desativados, podendo ser ativados manualmente para cada projeto individual. O assistente de instalação oferece uma função para ativar globalmente os registros de auditoria de todos os projetos.

Uma vez ativados os registros de auditoria, estes não podem ser desativados novamente.

- 3 Para instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS, é necessário ter privilégios de administrador para todos os servidores e clientes. Os privilégios de usuário avançado não são suficientes (a instalação não iniciará).

- 4 Decida em qual servidor Shared Services ou diretório deseja armazenar todos os arquivos relacionados ao software do sistema de dados, incluindo dados, métodos, sequências e configurações.

- Os clientes CDS devem estar conectados ao servidor do Shared Services através da rede.
- Se planejar utilizar um armazenamento de dados central, os usuários Cliente CDS devem ter acesso de leitura/gravação ao local do repositório.
- Se planejar utilizar um servidor Oracle DB existente, assegure-se de configurar o banco de dados do Oracle conforme descrito em CDS_oracle12.pdf em Disk1/docs/enu.

Se planejar utilizar um SQL Server existente, altere a autenticação do SQL Server para Modo Misto (consulte [“Alterar a Autenticação do SQL Server para o Modo Misto”](#) na página 116).

Se planejar utilizar o banco de dados PostgreSQL padrão, não são necessárias etapas de configuração adicionais. O PostgreSQL será instalado pelo instalador da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

- 5 Se for instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS, crie uma pasta de Caminho Corporativo no servidor de arquivos, com um status do compartilhamento **Todos > Acesso total** (consulte “[Criar e Configurar um Caminho Corporativo](#)” na página 34). Como o sistema precisa acessar esta pasta como um caminho do compartilhamento de convenção de nomenclatura uniforme (UNC), ela deve ser criada antes da instalação atual. Os caminhos UNC definem o padrão de sintaxe comum para locais e recuperação de pastas de compartilhamento.
- 6 Para o banco de dados do Shared Services, obtenha:
 - Nome do banco de dados
 - Nome de usuário e senha do administrador do banco de dados
 - Modo de autenticação
 - Credenciais de usuário administrador (domínio, nome de usuário, senha)

Se planejar utilizar o Servidor OpenLab/Data Store, consulte o *Guia de Instalação do Agilent OpenLab Server*.
- 7 Se planejar utilizar o OpenLab ECM com o seu sistema, obtenha o nome do servidor ECM.
- 8 Para instalar e configurar o OpenLab ECM (configuração do Shared Services no servidor), o usuário de instalação deve ser o administrador do ECM ou o administrador do OpenLab Shared Services.
- 9 Crie e defina a conta do serviço de um usuário de domínio para a configuração do Controlador do instrumento Agilent (AIC). Será necessário inserir as informações da conta do serviço após instalar o primeiro AIC no seu sistema.
- 10 Decida sobre a abordagem de distribuição do software que deseja usar:
 - *Instale diretamente dos DVDs* – Carregue os discos conforme necessário diretamente na unidade de disco da estação de trabalho (Recomendado).
 - *Copie os arquivos de instalação para um local centralizado* – você pode usar o utilitário para copiar os arquivos de instalação, por exemplo, para uma pasta de compartilhamento de rede ou uma unidade USB, e executar a instalação a partir desse local. No entanto, algumas redes podem interferir com a instalação.
- 11 Ao iniciar o aplicativo, será possível revisar os seguintes arquivos PDF no menu **Planejamento** do instalador antes de instalar o software:
 - *Requisitos da Edição EZChrom do OpenLab CDS* – Use este PDF para verificar se suas configurações estão de acordo com os requisitos de rede e para determinar se seu hardware e software suportarão o sistema.

- *Estação de Trabalho em Rede e Sistema Distribuído da Edição EZChrom do OpenLab CDS* – Para sua conveniência, é fornecida uma cópia eletrônica deste guia de instalação no formato PDF.

- 12** Configure a alimentação, as conexões de hardware e os equipamentos necessários para executar seu sistema. As conexões podem incluir todas as placas de áudio/vídeo, cabos, placas GPIB, detectores de instrumentos e cabos de comunicação. Para obter requisitos detalhados, consulte o guia de *Requisitos da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.
- 13** Certifique-se de que o software antivírus esteja desativado durante a instalação.
- 14** Certifique-se de que não sejam executadas atualizações do software durante a instalação.
- 15** Certifique-se de que não haja nenhuma reinicialização do sistema pendente.

As reinicializações pendentes são indicadas na Ferramenta de Preparação do Local (consulte “[Executar o Verificador de Configuração do Sistema](#)” na página 42).

Preparação para instalação

Para preparar para uma instalação em um computador de servidor ou estação de trabalho em rede:

- 1** Para a abordagem direta, insira a mídia de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.
- 2** Para a abordagem de arquivos compartilhados, copie todos os arquivos de instalação para uma pasta centralizada, conforme descrito abaixo.
- 3** Para a abordagem de dispositivos portáteis de armazenamento de dados, insira o novo dispositivo em uma porta USB do computador.

Para iniciar a instalação, navegue até Disk1\Setup.bat. Clique com o botão direito no arquivo e o execute como administrador para avançar para a tela **Planejamento**.

Copiar os Arquivos de Instalação para uma Pasta Centralizada para Instalação

A realização desta etapa permitirá que você execute a instalação a partir de uma pasta de compartilhamento de rede.

- 1 Na tela **Planejamento** do Instalador Principal, selecione **Instalação** no menu da barra lateral.
- 2 Selecione **Preparação de uma instalação pelo compartilhamento de rede**.
- 3 Na tela **Compartilhamento de rede**, navegue até um diretório e crie uma pasta de destino da seguinte forma:

NOTA

Instalações na raiz de uma unidade podem causar problemas durante as operações e não são suportadas.

- a Selecione o botão com três pontos.
 - b Navegue até o diretório onde deseja criar a pasta.
 - c Selecione **Make New Folder** (Criar nova pasta).
 - d Digite o nome da pasta.
 - e Selecione **OK**. O sistema voltará à tela **Compartilhamento de rede**, com o caminho exibido.
 - f Selecione o conteúdo que pretende copiar para a pasta, que corresponde ao cenário de instalação necessário.
 - g Selecione **Iniciar**.
- 4 Quando o processamento estiver concluído, copie os arquivos no disco local ou mapeie o local em um disco da rede.
 - 5 Feche o aplicativo e navegue até o diretório e a pasta criados anteriormente. Abra a pasta.
 - 6 Selecione a pasta Disco 1 e, em seguida, execute Setup.bat para executar o aplicativo.
- O sistema exibirá a tela **Planejamento** do instalador.

Instalar as Ferramentas de Terceiros

O **Instalador principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS** oferece uma lista de ferramentas que podem ser instaladas diretamente a partir da tela **Instalação**.

Instalar o Adobe PDF Reader

Você precisa do *Adobe Reader DC Classic* para...

- visualizar os relatórios administrativos ou de preparação do local (tais como relatórios do sistema)
- usar o recurso **Visualizador de relatórios**
- visualizar relatórios de verificação de software

Se estiver instalada uma versão anterior do Acrobat Reader (11 ou anterior) no seu sistema, você deve desinstalá-la primeiro. As atualizações do Adobe elevariam essas versões para Acrobat Reader DC Continuous, o que efetua atualizações automáticas regularmente.

Para instalar o Adobe Reader DC Classic:

- 1 Selecione **Ferramentas de Terceiros** e, em seguida, **Adobe PDF Reader**.
 - a A tela de configuração do Adobe Reader é exibida. Clique em **Instalar** para continuar.
 - b Se o Adobe Reader for instalado com êxito, clique em **Concluir** para sair da tela de configuração.

Em alternativa, é possível instalar o Adobe Reader a partir da mídia de instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Está disponível em Disk1/Tools/Adobe Reader.

Execute AcroRdr2015_MUI.bat e siga as instruções do assistente de configuração do Adobe Reader.

Se instalar o Adobe PDF Reader diretamente a partir da mídia de instalação: Quando os usuários da Edição EZChrom do OpenLab CDS abrirem um arquivo PDF pela primeira vez, será solicitada a confirmação do acordo de licença do Adobe Reader. Esta caixa de diálogo será exibida para cada instrumento recém-configurado.

Instalar o .NET 4.7.1

Para Windows 7 ou Windows 10: Se o .NET 4.7.1 não estiver instalado no seu sistema, a instalação será acionada automaticamente pelo assistente de instalação. Contudo, o Windows precisa de acesso de gravação aos arquivos de instalação. Portanto, a instalação direta dos DVDs não será possível.

- 1 Copie a pasta Disk1\Tools\DotNet4.7 para um disco local.
- 2 Execute dotNetFx47_Full_x86_x64.bat.
- 3 Siga o assistente de instalação.

NOTA

O Microsoft .NET Framework 4.7.1 (instalador offline) é compatível com os seguintes sistemas operacionais: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Anniversary Update, Windows 10 Creators Update, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016.

Executar o Verificador de Configuração do Sistema

- 1 Execute o Master Installer a partir do DVD ou de uma pasta centralizada. Na tela **Planejamento**, selecione **Verificador de configuração do sistema**.
- 2 A **Ferramenta de Preparação de Local** será exibida. Na lista suspensa, selecione a edição e a configuração corretas do software da Edição EZChrom do OpenLab CDS que estiver instalando:
 - Para a verificação da configuração do servidor, selecione **OpenLab CDS Shared Server Core A.02.XX**.
 - Para verificar uma estação de trabalho em rede Cliente CDS ou AIC, selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.XX**.
- 3 Selecione **OK**.
- 4 Preencha a página 1 da tela **Informações de Contato – Detalhes do Sistema** digitando nos campos fornecidos.
 - Campos Locais do Sistema
 - Campos de Informações do Sistema
 - Campos de Configuração

- 5 Examine os detalhes do sistema e realize as alterações necessárias. O sistema seguirá os caminhos especificados.
- 6 Selecione o ícone verde de verificação no canto superior esquerdo da tela para começar a verificação do software. Será exibido um relatório resumido com os resultados de cada categoria da verificação. Os resultados são expressos como **Pass** (Aprovado), **Warning** (Advertência), **Critical Warning** (Advertência crítica) ou **Fail** (Reprovado).

Os resultados com status **Reprovado** devem ser corrigidos antes de prosseguir com a instalação. A Agilent recomenda a investigação e a correção de todos os resultados **Advertências críticas** e **Advertências**, sempre que possível, antes de prosseguir.

NOTA

Se o firewall for controlado pelo software de segurança, a Ferramenta de Preparação do Local não consegue ler as configurações do firewall por causa das limitações de segurança e exibirá **Status "Reprovado"** para as configurações de firewall.

Neste caso, assegure que o firewall está desabilitada e introduza manualmente o status no relatório da Ferramenta de Preparação do Local.

-
- 7 Para visualizar os detalhes do relatório, selecione o link adequado: **System Hardware Details** (Detalhes do hardware do sistema), **Operating System and Software Details** (Detalhes do software e do sistema operacional) ou **Manual Verification Required** (Verificação manual necessária).
 - 8 Para salvar o relatório, selecione o ícone **Salvar** no lado esquerdo superior da tela.
 - 9 Envie o relatório salvo por e-mail para o Representante de serviços da Agilent para avaliação e para validação de seu computador pessoal para Instalações de sistemas de software da Agilent.

Instalar o Servidor OpenLab CDS Shared Services

NOTA

A Agilent recomenda registrar e armazenar as seleções que você usar durante esta instalação em um local físico diferente. As informações serão necessárias para restaurar o sistema no improvável caso de seu sistema se tornar inoperável devido a uma falha de hardware ou software.

Tela Acordo de Licença

- 1 Caso pretenda hospedar o banco de dados do OpenLab CDS Shared Services através de um sistema de gerenciamento de banco de dados do Oracle, assegure-se de configurar o banco de dados do Oracle, conforme descrito em CDS_oracle12.pdf em Disk1/docs/enu.
- 2 Na tela do Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS, selecione **Instalação**.
- 3 Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 4 O **Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** será exibido. Leia os termos do **Acordo de Licença**. O Instalador Principal fornece um arquivo em PDF do acordo de licença para impressão na opção **Recursos** do menu principal.
- 5 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação a menos que você concorde com esses termos.
- 6 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Pasta da instalação**.

Tela Pasta da Instalação

- 1 Digite o nome da pasta ou procure no diretório em que deseja armazenar os componentes do aplicativo. As pastas devem ter nomes em inglês.

Instalações na raiz de uma unidade podem causar problemas durante as operações e não são suportadas.

- 2 Para executar uma verificação de instalação como parte dessa instalação do servidor Shared Services, selecione **Executar Verificação de Software**.

Como pode haver vários procedimentos de instalação separados para sistemas distribuídos ou em rede, você pode optar por executar a Ferramenta de Verificação de Software durante a última instalação ou depois que o sistema for totalmente instalado (consulte “O que fazer em seguida?” na página 70).

- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Tipo da Instalação**.

Telas Tipo da Instalação para o Servidor Shared Services

- 1 Na tela **Tipo da instalação**, selecione **Sistema em Rede**.
- 2 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Sistema em rede**.
- 3 Selecione **Servidor Shared Services (com/sem Content Management)**.
- 4 Selecione **Avançar**.
- 5 Preencha a tela **Seleção do Tipo de Banco de Dados** ao selecionar o tipo de banco de dados e o tipo de instalação. Configure o bancos de dados, conforme descrito nas etapas a seguir.
- 6 Se selecionar **Novo servidor de banco de dados com o PostgreSQL**:
 - a Digite o caminho ou procure no diretório em que deseja armazenar os componentes do aplicativo. Os nomes de diretórios devem ser inseridos *sem espaços*.
 - b Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Banco de Dados do OpenLab Shared Services**.
 - c Preencha o campo **Nome do banco de dados**.
 - d Selecione o modo de autenticação.

Se usar a autenticação do servidor do banco de dados, forneça as credenciais de usuário necessárias.
 - e Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.

- 7** Se conectar a um servidor do banco de dados **PostgreSQL** ou **Microsoft SQL Server** existente:
 - a** Digite o nome do servidor do banco de dados no campo fornecido.
Caso o banco de dados resida no mesmo computador, utilize o **localhost** como o nome do servidor do banco de dados.
 - b** Para o Microsoft SQL Server: Selecione **Usar instância padrão** ou **Usar instância nomeada**.
Se selecionar **Usar instância nomeada**, preencha o campo **Nome da instância do banco de dados**.
 - c** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Banco de Dados do OpenLab Shared Services**.
 - d** Selecione **Criar novo banco de dados** ou **Conectar ao banco de dados existente**.
 - e** Forneça o nome do banco de dados e as credenciais necessárias.
 - f** Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade.
O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.
 - g** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.
- 8** Se conectar a um servidor do banco de dados **Oracle** existente:
 - a** Digite o nome do servidor do banco de dados no campo fornecido.
 - b** Selecione **Avançar** para prosseguir com o tipo de conexão do servidor.
 - c** Selecione a caixa de seleção **Inicializar dados**.
 - d** Forneça o nome do banco de dados, as credenciais de usuário e o número de porta do Listener necessários. Por padrão, o número de porta do Listener é 1521.
 - e** Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade.
O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.
 - f** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.
- 9** Na tela **Itens Adicionais**, selecione **Nenhum armazenamento central** ou **Servidor ECM**.
 - a** Se selecionar **Servidor ECM**, o campo **Nome do servidor** será ativado. Insira o nome do servidor *sem espaços*.
 - b** Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade. O sistema irá verificar se a conexão da máquina com o servidor ECM está funcionando.

O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.

10 Em **Idioma do OpenLab Shared Services**, selecione o idioma correto na lista suspensa.

11 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Summary** (Resumo).

Tela Resumo: Instalação do Software do Servidor

- 1 Revise as configurações de instalação que foram selecionadas nas etapas anteriores. Selecione **Voltar** conforme necessário para alterar as configurações de instalação ou **Cancelar** para cancelar a instalação.

NOTA

O servidor de impressão também está listado. Ele é automaticamente incluído na instalação. O servidor de impressão gerencia impressões autônomas durante a aquisição e o reprocessamento. Monitora uma pasta de fila para arquivos em PDF que são posteriormente enviados para uma impressora.

- 2 Selecione **Iniciar** para começar a instalação.

- 3 O sistema executará uma verificação automática do sistema antes de prosseguir com as atividades listadas.

Caso seja exibida a mensagem *Aprovado na verificação do sistema*, a instalação continuará.

Caso seja exibida a mensagem *Falha na verificação do sistema*, será possível:

- Recusar a visualização do relatório do sistema e continuar a instalação.
- Recusar a visualização do relatório do sistema e adiar a instalação.
- Visualizar o relatório do sistema e decidir continuar a instalação.
- Visualizar o relatório do sistema e adiar a instalação até que o problema seja corrigido.

NOTA

Para visualizar o relatório do sistema como um arquivo PDF, o Adobe PDF Reader deve ser instalado (consulte [“Instalar o Adobe PDF Reader”](#) na página 41).

- 4 Caso uma verificação de instalação tenha sido concluída como parte dessa instalação, examine o *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 de software forneça o resultado "Passou ou Aprovado".
- 5 Clique em **Avançar** para prosseguir para a tela **Recursos instalados**.
- 6 Clique em **Concluir** para fechar o assistente de instalação.
- 7 Reinicie o servidor após a instalação.

Tarefas Pós-Instalação no Servidor

- 1 Configurar o programa; consulte [“Configurar o programa antivírus”](#) na página 72.
- 2 Configurar o servidor de impressão; [“Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional”](#) na página 74.
- 3 Configurar o OpenLab.

Depois de instalar o OpenLab CDS Shared Services no servidor, será possível configurar o provedor de autenticação, o local de armazenamento e a política de segurança. Estes procedimentos também podem ser realizados após a conclusão da instalação dos Clientes ou das Estações de trabalho em Rede ou Clientes. O processo é o mesmo. Consulte [“Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento”](#) na página 91 e [“Configurar a política de segurança”](#) na página 93.

Instalar uma Estação de Trabalho em Rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS

Use estes procedimentos para instalar o software em qualquer número de estações de trabalho vinculadas ao servidor Shared Services.

Tela Acordo de Licença

- 1 Na tela do Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS, selecione **Instalação**.
- 2 Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 3 O **Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** será exibido. Leia os termos do **Acordo de Licença**. O Instalador Principal fornece um arquivo em PDF do acordo de licença para impressão na opção **Recursos** do menu principal.
- 4 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação a menos que você concorde com esses termos.
- 5 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Pasta da instalação**.

Tela Pasta da Instalação

- 1 Digite o nome da pasta ou procure no diretório em que deseja armazenar os componentes do aplicativo.

NOTA

Instalações na raiz de uma unidade podem causar problemas durante as operações e não são suportadas.

- 2 Para executar uma verificação de instalação como parte dessa instalação, selecione **Executar verificação de software**. A ferramenta de verificação de software proporciona evidência documental de que o sistema foi elaborado e instalado corretamente e que todas as especificações de projeto foram atendidas. Caso prefira, pode executar a Ferramenta de verificação de software posteriormente (consulte [“Executar uma verificação de software depois da instalação de software”](#) na página 77).
- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Tipo da Instalação**.

Telas Tipo da Instalação

- 1 Na tela **Tipo da instalação**, selecione **Sistema em Rede**.
- 2 Na tela **Sistema em Rede**, selecione **Estação de Trabalho em Rede** e clique em **Avançar**.
- 3 Na tela **Configurações para Registro do OpenLab Shared Services**, preencha o campo **Nome do servidor**.
 - a Selecione o provedor do serviço de autenticação configurado no servidor OpenLab Shared Services.
 - b Forneça as credenciais de usuário correspondentes (consulte [“Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento”](#) na página 91).
- 4 Selecione **Avançar**. O sistema executará uma verificação de conectividade com o servidor.

Caso o teste de conectividade falhe, verifique se o nome do servidor foi inserido corretamente, sem espaços, e selecione **Avançar** para executar novamente o teste. Caso o teste falhe novamente, você poderá:

 - Digitar um novo servidor e tentar outro teste.
 - Entrar em contato com o suporte interno para obter ajuda, caso não consiga se conectar a um servidor.
- 5 Na tela **Edição EZChrom do OpenLab CDS**:
 - a Selecione **Instalar servidor de impressora** na caixa de seleção se desejar instalar o servidor de impressão do OpenLab CDS.
 - b Insira um Caminho Corporativo válido no formato `\\<nome do host>\<nome do compartilhamento>[\<nome do objeto>]`. O caminho Corporativo foi preparado durante a configuração do servidor OpenLab Shared Services (consulte [“Criar e Configurar um Caminho Corporativo”](#) na página 34).
 - c Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.
- 6 Na tela **Itens Adicionais**, selecione **Caminho Corporativo EZChrom, Servidor OpenLab/OpenLab ECM XT** ou **Servidor ECM 3.x**.
 - a Se selecionar **Servidor ECM 3.x**, o campo **Nome do servidor** será ativado. Insira o nome do servidor na sintaxe correta e *sem espaços*.

NOTA

A sintaxe correta para o nome do servidor é `http://nomedoservidor`.

- b Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade. O sistema irá verificar se a conexão da máquina com o servidor ECM está funcionando.
O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.
 - c Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Execução de Registro de Auditoria Global**.
- 7 Na tela **Configurações GATE**, escolha se os registros de auditoria devem ser automaticamente ativados nesta Estação de Trabalho em rede. Se necessário, selecione a caixa de seleção **Execução de Registro de Auditoria Global**.
Uma vez ativada, a opção de registros de auditoria não pode ser desativada novamente.
 - 8 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Summary** (Resumo).

Tela Resumo

- 1 Revise as configurações de instalação que foram selecionadas nas etapas anteriores. Selecione **Voltar** conforme necessário para alterar as configurações de instalação ou **Cancelar** para cancelar a instalação.
- 2 Antes de iniciar ou cancelar a instalação, você pode salvar um arquivo XML com suas configurações de instalação. Este XML pode ser utilizado para uma instalação com script (veja [“Sobre a Instalação com Script”](#) na página 62).
Para salvar o arquivo XML, clique no símbolo do arquivo na tela **Resumo**.
- 3 Selecione **Iniciar** para começar a instalação.
- 4 O sistema executará uma verificação automática do sistema antes de prosseguir com as atividades listadas.
Caso seja exibida a mensagem *Aprovado na verificação do sistema*, a instalação continuará.
Caso seja exibida a mensagem *Falha na verificação do sistema*, será possível:
 - Recusar a visualização do relatório do sistema e continuar a instalação.
 - Recusar a visualização do relatório do sistema e adiar a instalação.
 - Visualizar o relatório do sistema e decidir continuar a instalação.
 - Visualizar o relatório do sistema e adiar a instalação até que o problema seja corrigido.

3 Instalação do Software

Instalar uma Estação de Trabalho em Rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS

NOTA

Para visualizar o relatório do sistema como um arquivo PDF, o Adobe PDF Reader deve ser instalado (consulte “[Instalar o Adobe PDF Reader](#)” na página 41).

- 5 Caso uma verificação de instalação tenha sido concluída como parte dessa instalação, examine o *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 de software forneça o resultado "Passou ou Aprovado".
- 6 Clique em **Avançar** para prosseguir para a tela **Recursos instalados**.
- 7 Clique em **Concluir** para fechar o assistente de instalação.

Tarefas Pós-Instalação na Estação de Trabalho em Rede

Depois de instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS em uma Estação de Trabalho em Rede, configure o programa antivírus; consulte “[Configurar o programa antivírus](#)” na página 72.

Instalar um Cliente da Edição EZChrom do OpenLab CDS

Use estes procedimentos para instalar o software em qualquer número de clientes EZChrom conectados ao servidor Shared Services.

Mais uma vez, você estará executando a(s) sua(s) instalação(ões) usando diretamente os DVDs ou a partir de uma pasta centralizada. As etapas de instalação são idênticas até iniciar o assistente de instalação: *o sistema não solicitará o carregamento dos DVDs caso a instalação seja feita a partir de um local centralizado.*

Tela Acordo de Licença

- 1 Na tela do Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS, selecione **Instalação**.
- 2 Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 3 O **Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** será exibido. Leia os termos do **Acordo de Licença**. O Instalador Principal fornece um arquivo em PDF do acordo de licença para impressão na opção **Recursos** do menu principal.
- 4 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação a menos que você concorde com esses termos.
- 5 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Pasta da instalação**.

Tela Pasta da Instalação

- 1 Digite o nome da pasta ou procure no diretório em que deseja armazenar os componentes do aplicativo.
- 2 Para executar uma verificação de instalação como parte dessa *instalação do cliente CDS*, selecione **Executar Verificação de Software**.

Como pode haver vários procedimentos de instalação separados para um sistema distribuído, você pode optar por executar a Ferramenta de Verificação de Software durante a última instalação ou depois que o sistema for totalmente instalado (consulte [“Executar uma verificação de software depois da instalação de software”](#) na página 77 neste manual).

- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Tipo da Instalação**.

Telas Tipo da Instalação

- 1 Na tela **Tipo da instalação**, selecione **Sistema em Rede**.
- 2 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Sistema em Rede**.
- 3 Selecione **cliente CDS**.
- 4 Selecione **Avançar**.
- 5 Na tela **Configurações para Registro do OpenLab Shared Services**, preencha o campo **Nome do servidor**.
 - a Selecione o provedor do serviço de autenticação configurado no servidor OpenLab Shared Services.
 - b Forneça as credenciais de usuário correspondentes (consulte [“Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento”](#) na página 91).
- 6 Selecione **Avançar**. O sistema executará uma verificação de conectividade com o servidor.

Caso o teste de conectividade falhe, verifique se o nome do servidor foi inserido corretamente, sem espaços, e selecione **Avançar** para executar novamente o teste. Caso o teste falhe novamente, você poderá:

- Digitar um novo servidor e tentar outro teste.
- Entrar em contato com o suporte interno para obter ajuda, caso não consiga se conectar a um servidor.

7 Na tela Edição EZChrom do OpenLab:

- a** Selecione **Instalar servidor de impressora** na caixa de seleção se desejar instalar o servidor de impressão do OpenLab CDS.
- b** Insira um Caminho Corporativo válido no formato `\\<nome do host>\<nome do compartilhamento>[/\<nome do objeto>]`. O caminho Corporativo foi preparado durante a configuração do servidor OpenLab Shared Services (consulte “[Criar e Configurar um Caminho Corporativo](#)” na página 34).
- c** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.

8 Na tela Itens Adicionais, selecione Caminho Corporativo EZChrom, Servidor OpenLab/OpenLab ECM XT ou Servidor ECM 3.x.

- Se selecionar **Servidor ECM 3.x**, o campo **Nome do servidor** será ativado. Insira o nome do servidor *sem espaços*.
- Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade. O sistema irá verificar se a conexão da máquina com o servidor ECM está funcionando.

O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.

- d** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Configurações GATE**.

9 Na tela Configurações GATE, escolha se os registros de auditoria devem ser automaticamente ativados. Se necessário, selecione a caixa de seleção Execução de Registro de Auditoria Global.

NOTA

É necessário instalar esta configuração em todos os AICs e clientes EZChrom do OpenLab CDS para ativar corretamente a função no seu Sistema Distribuído.

Uma vez ativada, a opção de registros de auditoria não pode ser desativada novamente.

Para desativar o recurso Execução de Registro de Auditoria Global, execute a instalação ou repare o procedimento novamente e desmarque a opção GATE.

10 Selecione Avançar para prosseguir para a tela Summary (Resumo).

Tela Resumo

- 1 Revise as configurações de instalação que foram selecionadas nas etapas anteriores. Selecione **Voltar** conforme necessário para alterar as configurações de instalação ou **Cancelar** para cancelar a instalação.
- 2 Selecione **Iniciar** para começar a instalação.
- 3 O sistema executará uma verificação automática do sistema antes de prosseguir com as atividades listadas.

Caso seja exibida a mensagem *Aprovado na verificação do sistema*, a instalação continuará.

Caso seja exibida a mensagem *Falha na verificação do sistema*, será possível:

- Recusar a visualização do relatório do sistema e continuar a instalação.
- Recusar a visualização do relatório do sistema e adiar a instalação.
- Visualizar o relatório do sistema e decidir continuar a instalação.
- Visualizar o relatório do sistema e adiar a instalação até que o problema seja corrigido.

NOTA

Para visualizar o relatório do sistema como um arquivo PDF, o Adobe PDF Reader deve ser instalado (consulte "[Instalar o Adobe PDF Reader](#)" na página 41).

- 4 Caso uma verificação de instalação tenha sido concluída como parte dessa instalação, examine o *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 de software forneça o resultado "Passou ou Aprovado".
- 5 Clique em **Avançar** para prosseguir para a tela **Recursos instalados**.
- 6 Clique em **Concluir** para fechar o assistente de instalação.

Instalar um Controlador de Instrumento Agilent (AIC)

NOTA

Se o AIC estiver sendo executado com o Windows Server 2012 ou Windows Server 2016: Faça login como um usuário de domínio do Windows com privilégios administrativos para instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS.

NOTA

Configure uma impressora padrão física no Windows antes de instalar o Controlador do Instrumento Agilent.

Tela Acordo de Licença

- 1 Na tela do Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS, selecione **Instalação**.
- 2 Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 3 O **Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** será exibido. Leia os termos do **Acordo de Licença**. O Instalador Principal fornece um arquivo em PDF do acordo de licença para impressão na opção **Recursos** do menu principal.
- 4 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a instalação a menos que você concorde com esses termos.
- 5 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Pasta da instalação**.

Tela Pasta da Instalação

- 1 Digite o nome da pasta ou procure no diretório em que deseja armazenar os componentes do aplicativo.
- 2 Para executar uma verificação de instalação como parte desse *Controlador do Instrumento*, selecione **Executar Verificação de Software**.
Como pode haver vários procedimentos de instalação separados para um sistema distribuído, você pode optar por executar a Ferramenta de Verificação de Software durante a última instalação ou depois que o sistema for totalmente instalado (consulte [“Executar uma verificação de software depois da instalação de software”](#) na página 77 neste manual).
- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Tipo da Instalação**.

Telas Tipo da Instalação

- 1** Na tela **Tipo da instalação**, selecione **Sistema em Rede**.
- 2** Selecione **Avançar**.
- 3** Selecione **Controlador do Instrumento**.
- 4** Selecione **Avançar**.
- 5** Na tela **Configurações para Registro do OpenLab Shared Services**, preencha o campo **Nome do servidor**.
 - a** Selecione o provedor do serviço de autenticação configurado no servidor OpenLab Shared Services.
 - b** Forneça as credenciais de usuário correspondentes (consulte [“Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento”](#) na página 91).
- 6** Selecione **Avançar**. O sistema executará uma verificação de conectividade com o servidor.

Caso o teste de conectividade falhe, verifique se o nome do servidor foi inserido corretamente, sem espaços, e selecione **Avançar** para executar novamente o teste. Caso o teste falhe novamente, você poderá:

 - Digitar um novo servidor e tentar outro teste.
 - Entrar em contato com o suporte interno para obter ajuda, caso não consiga se conectar a um servidor.
- 7** Na tela **EZChrom do OpenLab CDS**:
 - a** A caixa de seleção **Instalar servidor de impressora** está desativada porque a instalação destes componentes não é suportada pelos AICs.
 - b** Insira um Caminho Corporativo válido no formato `\\<nome do host>\<nome do compartilhamento>[/<nome do objeto>]`. O Caminho Corporativo foi preparado durante a configuração do servidor OpenLab CDS Shared Services (consulte [“Criar e Configurar um Caminho Corporativo”](#) na página 34).
 - c** Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.

- 4 Na tela **Itens Adicionais**, selecione **Caminho Corporativo EZChrom**, **Servidor OpenLab/OpenLab ECM XT** ou **Servidor ECM 3.x**.
 - Se selecionar **Servidor ECM 3.x**, o campo **Nome do servidor** será ativado. Insira o nome do servidor *sem espaços*.
 - Clique em **Testar Conexão...** para executar uma verificação de conectividade. O sistema irá verificar se a conexão da máquina com o servidor ECM está funcionando.

O sistema exibirá uma mensagem de **Conexão bem-sucedida** se a verificação for bem-sucedida. Clique em **OK** para fechar a mensagem.

e Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Configurações GATE**.
- 8 Na tela **Configurações GATE**, escolha se os registros de auditoria devem ser automaticamente ativados. Se necessário, selecione a caixa de seleção **Execução de Registro de Auditoria Global**. Observe que é necessário instalar esta configuração em *todos AICs e clientes EZChrom do OpenLab CDS* para ativar corretamente a função no seu Sistema Distribuído. Uma vez ativada, a opção de registros de auditoria não pode ser desativada novamente.
- 9 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Summary** (Resumo).

Tela Resumo

- 1 Revise as configurações de instalação que foram selecionadas nas etapas anteriores. Selecione **Voltar** conforme necessário para alterar as configurações de instalação ou **Cancelar** para cancelar a instalação.
- 2 Selecione **Iniciar** para começar a instalação.
- 3 O sistema executará uma verificação automática do sistema antes de prosseguir com as atividades listadas.

Caso seja exibida a mensagem *Aprovado na verificação do sistema*, a instalação continuará.

Caso seja exibida a mensagem *Falha na verificação do sistema*, será possível:
 - Recusar a visualização do relatório do sistema e continuar a instalação.
 - Recusar a visualização do relatório do sistema e adiar a instalação.
 - Visualizar o relatório do sistema e decidir continuar a instalação.
 - Visualizar o relatório do sistema e adiar a instalação até que o problema seja corrigido.

NOTA

Para visualizar o relatório do sistema como um arquivo PDF, o Adobe PDF Reader deve ser instalado (consulte “[Instalar o Adobe PDF Reader](#)” na página 41).

- 4 Caso uma Ferramenta de Verificação do Software tenha sido concluída como parte dessa instalação, reveja o *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 de software forneça o resultado "Passou ou Aprovado".
- 5 Clique em **Avançar** para prosseguir para a tela **Recursos instalados**.
- 6 Clique em **Concluir** para fechar o assistente de instalação.

Configurar o Programa

Depois de instalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS em uma Estação de Trabalho em Rede, configure o programa antivírus; consulte “[Configurar o programa antivírus](#)” na página 72.

Instalar uma Estação de Trabalho em Rede (Topologia Mista)

Em um Sistema Distribuído, também é possível instalar Estações de Trabalho em Rede, além do AIC e dos Clientes da Edição EZChrom do OpenLab CDS, criando, conseqüentemente, uma topologia mista. Para mais informações sobre a topologia mista, consulte o *Guia para Administradores da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.

Instalação com script

Sobre a Instalação com Script

O Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS é compatível com um modo de linha de comando para instalação, a *instalação com script*. Este modo suporta a instalação, atualização, reparo e desinstalação. Instalações com script podem ser executadas manualmente ou como parte de programas de gerenciamento de software como LANDesk ou HP CM. Com o parâmetro correspondente (-q), a instalação com script é concluída sem supervisão.

Exportar como XML

O Instalador Principal suporta um recurso para exportar os parâmetros de instalação para um arquivo XML que poderá ser usado para a instalação com script.

Esta função também é suportada para atualização e reparo. Entretanto, nestes casos o arquivo XML de instalação exportado não é adequado. Para reparo e atualização com script, você deve preparar arquivos XML específicos, usando os respectivos assistentes do Instalador Principal.

- 1 Inicie o Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.
- 2 Siga as instruções de instalação.
- 3 Quando chegar à tela **Resumo**, clique no ícone no canto superior direito para exportar os parâmetros de instalação para XML. Salve o arquivo em um disco físico.

NOTA

O arquivo de instalação e o arquivo XML não devem estar no mesmo caminho de arquivo.

Agora o arquivo XML pode ser usado para a instalação com script.

Parâmetros e Códigos de Retorno

Parâmetros

O Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe pode ser chamado em modo linha de comando com os parâmetros a seguir:

- *-i*
Instalação, atualização
- *-r*
reparar
- *-u*
Desinstalação
- *-q*
Modo silencioso: nenhum assistente de instalação ou desinstalação será exibido.
- *-reboot*

Reinicialize automaticamente depois de uma instalação, um reparo, uma atualização ou uma desinstalação com sucesso. O sistema irá reinicializar se o código de retorno for 0 ou 17.

Uma mensagem de aviso será mostrada no comando executável 10 min. antes de o sistema ser reinicializado. Além disso, uma caixa de diálogo do Windows é aberta 2 min. antes da reinicialização.

- *KeepComponents*

Parâmetro opcional para o processo de desinstalação, que pode conter um ou mais componentes compartilhados que devem permanecer em seu sistema. Sem este parâmetro, todos os componentes da EZChrom serão removidos do seu sistema. Para manter determinados componentes compartilhados, liste os códigos de identificação (ID) correspondentes da tabela abaixo entre aspas ("), separados por uma vírgula.

Nome do componente	Id
Ferramenta de verificação de software	IQT
Servidor Microsoft SQL	Servidor SQL
Biblioteca de E/S	IOLibraries

- *ConfigurationXML*="*<ConfigurationXMLFilePath>*"

O arquivo XML contém todas as entradas necessárias para que o Instalador Principal instale, atualize ou repare uma determinada topologia (consulte [“Exportar como XML”](#) na página 62). Substitua o *<ConfigurationXMLFilePath>* pelo caminho de arquivo e nome de arquivo XML corretos.

NOTA

Não digite um espaço antes ou depois do sinal de igual (=). O modo de instalação e desinstalação com script não funcionará conforme o esperado.

Códigos de Retorno

Após a instalação, desinstalação, atualização ou reparo no modo de linha de comando, o sistema retornará um código numérico, explicado abaixo.

Tabela 2 Códigos de retorno

Código de Erro/Retorno	Valor de retorno
Desconhecido (padrão)	-1
Sucesso	0
CoreComponentFailure (Falha em componente principal)	1
NonCoreComponentFailure (Falha em componente não principal)	2
TestConnectivityFailure (Falha em teste de conectividade)	3
ExpectedWindowsInstallerNotInstalled (Instalador esperado do Windows não instalado) (WI 4.5 ausente)	4
ParameterMismatchError (Erro de incompatibilidade de parâmetro)	5
CannotProceedWithFreshInstallation (Não é possível continuar a nova instalação)	6
CannotProceedWithUpgrade (Não é possível continuar a atualização)	7
CannotProceedWithUninstallation (Não é possível continuar a desinstalação)	8
CannotProceedWithRepair (Não é possível continuar o reparo)	9
CannotProceedWithReRegistration (Não é possível continuar o novo registro)	10
ReRegistrationNotSupported (Novo registro não suportado)	11
IncompleteTopologyFound (Topologia incompleta)	12
InvalidUNCPath (Caminho UNC inválido)	13
MissingInstallable (Instalável ausente)	14
NotAStrongPassword (A senha não é segura)	15
DowngradeNotSupported (Rebaixamento não suportado)	16

Tabela 2 Códigos de retorno

Código de Erro/Retorno	Valor de retorno
RestartRequired (Necessário Reinicializar)	17
RegistryCleanupError (Erro na limpeza do registro)	18
InvalidInputXML (XML de entrada inválido)	19
InvalidMode (Modo Inválido)	20
SitePrepFailure (Falha na preparação do local)	21
DatabaseConnectionFailed (Falha na conexão ao banco de dados)	22
DotNetFramework4NotInstalled	23
OLSSConnectionFailed (Falha na conexão ao OLSS)	24
PDFReaderNotInstalled (Leitor de PDF não instalado)	25
AllComponentsInstallationFailed (Falha na instalação de todos os componentes)	26
SomeComponentsInstallationFailed (Falha na instalação de alguns componentes)	27
Failed (Falhou)	28
AddOnListEmpty (Lista de complementos vazia)	29
EULANotAccepted (Contrato de licença de usuário final não aceito)	30
ScriptedNotSupported (Não suportado com script)	31

Instalação, atualização ou reparo

No modo de instalação, o Instalador principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS verifica se o .Net Framework está presente em seu sistema. Se não estiver, será automaticamente instalado. Selecione **Aceitar** para concordar com os termos da licença.

O Instalador principal avalia os produtos já instalados em seu sistema. Dependendo dos componentes instalados, o Instalador principal oferecerá uma das opções a seguir:

- Iniciar uma nova instalação
- Atualizar
- Reparar

Caso um instalável necessário esteja ausente, o Instalador principal criará uma entrada em um arquivo de registro e, dependendo do tipo do componente, continuará ou não a instalação. Um código de erro correspondente será retornado nestes casos.

Preparações

Todos os arquivos de instalação devem ter sido copiados para uma pasta centralizada (consulte [“Copiar os Arquivos de Instalação para uma Pasta Centralizada para Instalação”](#) na página 40). Esta etapa é obrigatória para a instalação com script.

- 1 Clique com o botão direito do mouse sobre o comando executável ou sobre o Power shell e execute-o como administrador.

Você receberá um código de retorno para a instalação com script somente quando esta for iniciada como administrador.

- 2 Navegue até o local onde os arquivos de instalação foram salvos.

Por exemplo: C:\CDS

- 3 Para iniciar a instalação, inicie o Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe com a sintaxe a seguir:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -i ConfigurationXML="<path to xml file>" -q -reboot

Por exemplo:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -i ConfigurationXML="c:\settings\ ConfigurationXML.xml" -q -reboot

Com este comando, você inicia o assistente de instalação sem uma interface de usuário e reinicializa automaticamente o sistema.

Desinstalação

- 1 Clique com o botão direito do mouse sobre o comando executável ou sobre o Power shell e execute-o como administrador.

Você receberá um código de retorno para a desinstalação com script somente quando esta for iniciada como administrador.

- 2 Navegue até o local onde os arquivos de instalação foram salvos.

Por exemplo: C:\CDS

- 3 Para iniciar a desinstalação, inicie o Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe com a sintaxe a seguir:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="<list of components>" -q -reboot

Por exemplo:

Agilent.OpenLab.CDSInstaller.exe -u KeepComponents="IQT,IOLibraries" -q -reboot

Com o parâmetro KeepComponents (Preservar componentes), você pode especificar uma lista de componentes compartilhados que deseja manter no sistema (veja “Parâmetros” na página 63). Com o comando mostrado no exemplo, os componentes da Ferramenta de verificação de software (IQT) e Biblioteca de E/S (IOLibraries) do OpenLab CDS serão preservados.

Registro e Rastreamento

Todas as mensagens de exceções, erros e informação são registradas nos seguintes locais:

- Durante a instalação, atualização ou reparo, sob <BaseInstallDirectory>\Logs
- Durante a desinstalação: sob <User's Temp>\<Company Name>\Logs\<Log folder>\<Wizard Name>.txt

Instalar Software e Drivers Adicionais OpenLab

A Edição EZChrom do OpenLab CDS oferece um assistente para o ajudar a instalar software adicional, como drivers para instrumentos de terceiros. Para abrir o assistente, vá para **Iniciar > Todos os programas > Agilent Technologies > OpenLab > Software e Drivers Adicionais OpenLab**. Siga o assistente para instalar o software desejado.

Preparar Unidades de Rede

Se o software adicional estiver localizado em uma unidade de rede, você deve preparar a unidade de rede para torná-la acessível ao assistente. Sem esta preparação, a segurança do Windows não permite ao assistente acessar as unidades.

1 Mapear a unidade para uma letra.

Por exemplo, mapeie a unidade como **Z:** utilizando o caminho compartilhado "\\<nome-máquina>\OpenLabCDS".

Isto vai mapear a unidade para o usuário logado.

2 Abra o comando executável em um modo elevado (execute como administrador) e mapeie a unidade com o comando **net use**.

Por exemplo,

```
net use Z: "\\<machine-name>\OpenLabCDS"
```

Isso vai mapear a unidade para a conta de administrador local. A unidade mapeada é agora visível tanto para o usuário logado como para o administrador e pode ser selecionada no assistente.

Configurar Instrumentos de Terceiros

Para obter detalhes sobre a configuração de instrumentos de terceiros com a Edição EZChrom, consulte a documentação dos respectivos drivers.

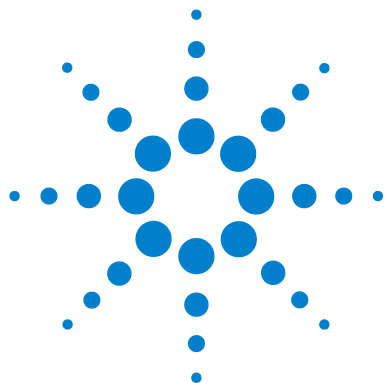
O que fazer em seguida?

A instalação básica do software do sistema de dados está concluída.

Há uma *Licença de inicialização de 60 dias* para este sistema e o período de validade começa na instalação.

Para solicitar e fazer o download da sua *licença final de software* e adicionar o *arquivo de licença* ao sistema, consulte o capítulo *Licenciamento* deste guia.

Após adquirir e instalar a *licença final de software*, será possível continuar a preparar o sistema de dados para operação pelos usuários finais configurando projetos, usuários e instrumentos. Isto é realizado pelo *OpenLab CDS Control Panel*; consulte o capítulo *Configurar o OpenLab CDS no Control Panel* deste guia.



4 Tarefas Pós-Instalação

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



Configurar o programa antivírus

Abra as portas do firewall listadas nas Configurações do Firewall no guia de *Requisitos da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.

NOTA

A execução de programas antivírus poderá influenciar o comportamento e o desempenho do seu computador. Alguns verificadores de vírus podem provocar problemas quando usados com o OpenLab CDS. O aplicativo é testado com Endpoint Protection 12.x da Symantec e com Microsoft Security Essentials.

NOTA

Com Endpoint Protection da Symantec, não use o Modo de Varredura Agressiva. Isso poderá resultar na detecção de vírus falso positivos.

Para que o software OpenLab funcione corretamente, você deverá configurar qualquer software antivírus com proteção em tempo real com a seguinte lista de exclusões de pastas. Estas pastas deverão ser verificadas somente quando os instrumentos se encontrarem ociosos e não estiver ocorrendo qualquer aquisição de dados. Consulte a documentação específica do seu software antivírus para saber como configurar as exclusões de pastas.

- O caminho que você usa para armazenar os dados
- C:\programdata\chromatography system\recovery data
- C:\programdata\agilent
- %programfiles%\agilent
- %programfiles(x86)%\agilent
- %programfiles%\common files\agilent
- %programfiles(x86)%\common files\agilent
- %programfiles%\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent technologies
- %programfiles(x86)%\common files\agilent technologies
- %programfiles%\common files\agilent shared
- %programfiles(x86)%\common files\agilent shared

Processo	Diretório	Nome do arquivo
Upload/download do ECM (se aplicável)	%temp% para usuários Windows (=Diretório temporário dos usuários)	*.sszip
Relatórios padrão	%temp% para usuários Windows (=Diretório temporário dos usuários)	~p3d*.tmp ~job*.tmp HpSpl00.que
Relatórios inteligentes do CDS	%LOCALAPPDATA% %APPDATA% %PROGRAMDATA%	Arquivos em: • Agilent • Agilent Technologies • Agilent_Technologies,_Inc • IsolatedStorage • Temp exemplo: C:\Users\xxxxx\ AppData\Local\ Agilent Technologies\Intelligent Reporting\ RawDataFileCache

Se o seu software antivírus incluir configurações para negar a execução de programas ou executáveis, garanta que não é negada a execução dos seguintes arquivos de programas. É possível usar a ferramenta de pesquisa do Windows para procurar a pasta específica de cada arquivo de programa.

- agilentlibrarieservice.exe
- apg_top.exe
- iprocsvr.exe
- iproc8491.exe
- msinsctl.exe
- httpdmsd.exe
- epcsetup.exe

NOTA

Dependendo das suas configurações específicas, algumas das pastas listadas poderão não existir no seu sistema.

Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional

No Servidor OpenLab CDS Shared Services:

- 1 Acesse o **Servidor de Impressão Agilent OpenLab CDS** em **Serviços**.
- 2 Mude o usuário **Fazer login como** para um usuário de domínio que tenha acesso às suas impressoras.
- 3 Faça login no sistema operacional como o usuário que fez login no **Servidor de Impressão Agilent OpenLab CDS** em **Serviços**.
- 4 Instale suas impressoras no servidor enquanto estiver registrado como este usuário.
- 5 Crie uma pasta de fila. Esta pasta precisa ser compartilhada. O usuário registrado no serviço do **Servidor de Impressão Agilent OpenLab CDS** tem de ter acesso total a esta localização. Esta é a pasta que o Servidor de Impressão irá monitorar quanto a arquivos PDF. Cada impressora precisa ter sua própria pasta de fila.

NOTA

Em cada pasta de fila, haverá uma pasta de *quarentena*. Se houver falha na conexão da impressora, serão adicionados serviços de impressão a esta pasta de quarentena. Os serviços de impressão podem ser novamente copiados manualmente na pasta de fila, assim que a conexão com a impressora for restaurada. Por padrão, os arquivos são excluídos da pasta de quarentena após 24 horas.

No AIC: Identificar uma Conta de Domínio para Execução de Serviços de Instrumento

-apenas na primeira instalação do AIC-

Esta etapa essencial deve ser concluída para a edição EZChrom depois de instalar o *primeiro* controlador do instrumento usando os procedimentos acima.

- 1 Acesse **Iniciar > Programas > Agilent Technologies > Edição EZChrom do OpenLab CDS > Ferramenta de Instalação do AIC e do Driver**.
- 2 Na tela **Ferramenta EZChrom OLSS — Login**, digite seu **Nome de usuário**, **Senha** e **Domínio** nos campos fornecidos.
- 3 Selecione **Login**.
- 4 Na tela **Funções de Registro EZChrom do OpenLab Shared Services**, selecione a guia **Conta do Serviço de Instrumento**.
- 5 Digite as **Credenciais da Conta do Serviço** nos campos fornecidos:
 - Nome do Usuário
 - Senha (recomendam-se senhas que não expirem. Para mais detalhes sobre a alteração de senha, consulte o *Guia de Administração do OpenLab CDS*)
 - Domínio

O usuário especificado para esta conta do serviço deve ser definido como administrador local em todas as AICs.

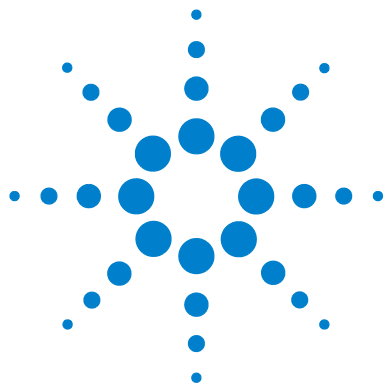
Este usuário deve ter o privilégio de acessar o Caminho Corporativo.

NOTA

Uma conta de serviço do instrumento pode suportar apenas até 64 AICs devido a uma limitação da Microsoft.

- 6 Selecione **Armazenar**.
- 7 Feche a ferramenta.

A partir deste ponto, é possível instalar o software em qualquer número de controladores do instrumento adicionais vinculados a instrumentos e ao servidor de rede; ao *omitir* esta etapa, o sistema irá recuperar automaticamente as informações da conta de domínio.



5 Procedimentos opcionais

Este capítulo descreve a instalação da OpenLab Data Analysis como um complemento ou como aplicação independente. Ele também contém informações sobre segurança de arquivos, a Ferramenta de Verificação de Software e melhoria do desempenho



Executar uma verificação de software depois da instalação de software

A Ferramenta de Verificação de Software (SVT) proporciona evidência documental de que o sistema foi elaborado e instalado corretamente e que todas as especificações de projeto foram atendidas.

1 Usando o sistema operacional Windows, acesse **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > Ferramenta de Verificação de Software**.

2 Selecione **Qualify** (Qualificar).

O sistema executará o aplicativo e gerará um Relatório de verificação de software.

3 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 de software forneça o resultado "Passou ou Aprovado".

Configurar a Segurança Avançada de Arquivos (AFS)

A segurança avançada de arquivos é uma configuração opcional para os sistemas em rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Ela oferece segurança aprimorada no caminho corporativo para evitar qualquer acesso não autorizado a dados de projetos fora do sistema de dados. Essa configuração altera as definições de segurança e compartilhamento do Windows de forma a garantir que apenas um grupo definido tenha acesso aos dados corporativos a partir do Windows Explorer. Isto só deve ser configurado se o sistema estiver configurado para usar o Domínio do Windows como o provedor de autenticação de Shared Services.

Ativar a Segurança Avançada de Arquivos

- 1 Prepare o sistema.
 - a Verifique se o sistema está configurado para usar o Domínio do Windows como provedor de autenticação. (Consulte **Configurar Segurança e Armazenamento > Configurar o provedor de autenticação e o sistema de armazenamento** na ajuda on-line).
 - b Verifique se o sistema está configurado para usar um caminho de armazenamento que esteja diretamente abaixo do caminho corporativo definido.
 - c Crie ou defina um grupo de Domínio do Windows que tenha acesso ao caminho corporativo fora do sistema de dados.
 - d Defina, no mínimo, dois usuários que sejam membros do grupo definido acima.

NOTA

Recomendam-se senhas que não expirem. Para obter detalhes sobre como mudar a senha em um sistema em execução, consulte o capítulo *Administração da EZChrom* no *Guia para Administradores do OpenLab CDS*.

- e Em **Política de Segurança Local > Políticas Locais > Atribuição de Direitos de Usuário**, conceda os seguintes direitos aos usuários ou ao grupo:
 - **Agir como parte do sistema operacional**
 - **Permitir login local**
 - f Feche todas as conexões ao sistema do OpenLab CDS (ou seja, clientes, execuções de instrumentos, painéis de controle).
 - g Obtenha as credenciais de login de um usuário de domínio que tenha direitos administrativos para editar o caminho corporativo em seu estado atual.
 - h Obtenha as credenciais de login administrativas do OpenLab Control Panel que foram definidas durante a configuração da autenticação de domínio.
- 2 Em qualquer cliente da Edição EZChrom do OpenLab CDS, navegue para o diretório onde o software foi instalado.
(por padrão: C:\Program Files\Agilent Technologies\EZChrom)

- 3 Inicie EnterpriseConfig.exe.
- 4 Surgirá a caixa de diálogo **Login para configuração corporativa**:
 - a Na seção **Login do OpenLab Control Panel**, insira o nome do usuário, a senha e o domínio do Administrador do OpenLab Control Panel.
 - b Na seção **Informações do usuário do Windows**, insira o nome do usuário e a senha do usuário com permissão de edição para o caminho corporativo.
 - Se esta for uma conta de usuário de domínio, selecione **Fazer logon a partir do domínio do Windows** e insira o nome do domínio (recomendado).
 - Se esta for uma conta de PC local, selecione **PC local do Windows**. Esta deve ser apenas uma conta local para a máquina onde o programa EnterpriseConfig.exe está sendo executado.
 - c Clique em **OK**.
- 5 O sistema processará as credenciais indicadas acima. Se forem válidas, surgirá um aviso informando que, assim que o processo estiver concluído, ele já não poderá ser invertido.

Clique em **OK** se estiver pronto para continuar.
- 6 Surgirá a caixa de diálogo **Conta de Corporativa de Serviço**:
 - a Introduza o nome de usuário, a senha e o domínio de um usuário definido como membro do grupo AFS.
 - b Introduza o nome do grupo que terá acesso ao caminho corporativo sob as restrições da AFS.
 - c Clique em **OK**.

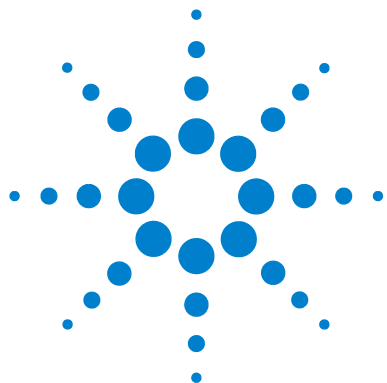
Melhorar o desempenho em máquinas off-line

Os computadores que executam a Edição EZChrom do OpenLab CDS poderão apresentar um desempenho lento quando estiverem desconectados da internet.

O sistema operacional Windows possui rotinas integradas em sua operação que faz com que ele busque continuamente por uma conexão on-line, para atualizar todos os certificados de segurança mais recentes do Windows ao utilizar softwares seguros.

Use as configurações do sistema a seguir em todas as estações de trabalho, clientes, AICs e servidores para resolver este problema.

- 1 Abra o Internet Explorer e selecione **Ferramentas > Opções da Internet**.
Na guia **Avançadas**, desmarque as caixas de seleção a seguir:
 - **Segurança > Verificação para revogação de certificados do editor**
 - **Segurança > Verificação para revogação de certificados do servidor**
- 2 Para todos os sistemas do Windows, exceto o Windows 10: Altere as chaves de registro a seguir:
 - Em sistemas de 32 bits e 64 bits:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]
"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001
 - Em sistemas de 64 bits:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]
"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001
- 3 Registre que você desativou os certificados raiz, pois isso pode impedir que os usuários instalem outros aplicativos.



6 Licenciamento

Este capítulo descreve como obter e instalar uma licença.



Sobre o Licenciamento do OpenLab CDS

Tipos de Licença

O arquivo de licença é uma coleção de licenças de Produto, Instrumentos e complementos (ou chaves de ativação) e é instalado ao seu Sistema OpenLab CDS. Tanto o PC da estação de trabalho do OpenLab quanto o Servidor OpenLab em um sistema Cliente/Servidor atuarão como um servidor de licença.

As licenças ou as chaves de ativação no arquivo de licença podem ser Compartilhadas ou Contadas:

- Licenças compartilhadas – os computadores do sistema e outros componentes podem ter licenças compartilhadas ou complementares – pois estes compartilham uma licença principal.
- Licenças contadas – essas licenças são parte da estratégia de licença flutuante da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Elas não são atribuídas permanentemente a nenhum componente. Em vez disso, elas são atribuídas automaticamente aos componentes, como os AICs e os instrumentos, enquanto eles são iniciados. As licenças são automaticamente devolvidas quando o componente é fechado. O programa de gerenciamento de licenças controla a emissão e a recuperação de licenças.

Nesse caso, a única exigência é que os componentes estejam licenciados enquanto são executados. São necessárias somente licenças suficientes para todos os componentes em execução simultânea e não para cada componente instalado.

Uma licença de inicialização para o sistema permite executar o OpenLab CDS por 60 dias após a instalação. Para executar o software do sistema de dados após o período de 60 dias, é necessário instalar o arquivo de licença principal.

Arquivo de Licença

Um arquivo de licença contém a licença do software. Esse arquivo é instalado na estação de trabalho. O arquivo de licença está vinculado a esse computador e não pode ser movido para outra estação de trabalho sem regenerar a licença no SubscribeNet.

As informações no arquivo de licença definem o número de instrumentos e outras opções que podem ser usadas concomitantemente em seu sistema.

O modo mais eficiente para gerenciar e manter seu licenciamento é pela Internet. Para gerar, baixar e instalar uma licença final para seu produto, necessitará de:

- A etiqueta com o código de autorização fornecida no envelope lavanda que contém o seu certificado de posse do software (Software Entitlement Certificate).
- A URL para o SubscribeNet no Software Entitlement Certificate.

Caso não tenha recebido um envelope de cor lavanda para seu produto, entre em contato com seu fornecedor ou com o suporte interno.

Obter uma licença

Obter uma licença com o SubscribeNet

Se houver conexão com a internet, use o seguinte procedimento para gerar e baixar a licença para o sistema OpenLab CDS.

Se não possuir acesso à internet, vá para a seção “[Outros Meios para Obter uma Licença](#)” na página 86.

Se for um novo usuário que não tenha registrado com o SubscribeNet, continue com a seção *Novos usuários*.

Se estiver registrado com o SubscribeNet, vá para a seção *Usuários registrados com o SubscribeNet*.

Novos usuários

- 1 A partir de um computador com acesso à internet, insira a URL fornecida no Certificado de Registo de Software no navegador de internet.
- 2 Na parte inferior da página de login, clique em **clique aqui** para se registrar.
- 3 Na página de registro, insira o código de autorização da legenda e preencha as informações de perfil (os campos obrigatórios são marcados com um asterisco *).

O endereço de e-mail fornecido será o ID de login.

- 4 Clique em **Enviar**. O sistema gerará e exibirá um nome de conta para você. O SubscribeNet enviará um e-mail de boas-vindas com seu ID e senha de login.
- 5 Faça o login no SubscribeNet usando sua ID de login e senha.
Assim que fizer o login, será possível usar o link para o manual do usuário on-line para obter ajuda em relação a quaisquer dúvidas.
- 6 Selecione **Gerar ou visualizar licenças** na barra de navegação à esquerda.
- 7 Siga as orientações para gerar sua nova licença.

Será solicitado o NOME DE HOST do computador. Assegure-se de que o nome de host inserido corresponda exatamente ao nome de rede do computador onde o Control Panel esteja sendo executado. Não insira referências de sufixo DNS (*domain.com*) no nome da máquina.

Durante esse processo, será preciso inserir o endereço MAC do seu servidor de licenças. Para estações de trabalho, este é o computador local. Para sistemas cliente-servidor, este é o servidor.

Para obter o endereço MAC de um computador onde a Edição EZChrom do OpenLab CDS já esteja instalada, abra o Control Panel e vá para a seção **Administração > Licenças**. Utilize a função **Copiar endereço MAC** ou **Salvar endereço MAC** para obtê-lo para a geração da licença.

NOTA

Se forem feitas alterações no nome do computador ou na referência do domínio depois que a licença for instalada, remova-a. Uma nova licença precisará ser criada no SubscribeNet, baixada e instalada.

NOTA

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.

- Quando o sistema gera a licença, visualize seus detalhes e, em seguida, clique em **Baixar o arquivo de licença**. Salve o arquivo de licença no seu computador e em um local de backup (como um dispositivo de armazenamento portátil).

Use seu ID de login e sua senha quando voltar a visitar o site SubscribeNet Agilent para gerar novamente um arquivo de licença, adicionar novos códigos de autorização ou até mesmo configurar a licença para seu sistema.

Usuários registrados com o SubscribeNet

- Efetue login no SubscribeNet usando seu endereço de e-mail e senha.
- Selecione a conta da SubscribeNet associada a esse Código de Autorização caso tenha mais de uma conta.
- A partir do painel de navegação do SubscribeNet, selecione **Registrar Código de Autorização**.

Isto permitirá que você insira seu novo Código de Autorização e disponibilize a posse da nova licença

- Siga as etapas 6 a 8 do procedimento anterior, *Novos usuários* para gerar ou visualizar as suas novas licenças.

Outros Meios para Obter uma Licença

Se você não conseguir gerar uma licença, entre em contato com o escritório de suporte técnico da Agilent mais próximo. Um representante dirá como enviar um formulário OpenLab CDS License Generation Form de sua localidade.

Licenciamento Off-line

Se uma conexão com a internet não estiver disponível em seu laboratório:

Basta que você ou o técnico de serviços local envie as informações necessárias à Agilent para que a conta de licença seja criada. Para obter suporte por telefone em sua região, ligue para o número de serviços e vendas da sua região. Consulte o Apêndice para obter uma lista dos números para todos os países.

Informações do cliente necessárias para o Suporte de Licenças da Agilent:

As seguintes informações devem ser fornecidas à Agilent para que possamos criar uma conta de licenciamento em seu nome.

1 Obter Informações da Conta:

O nome da sua conta será o nome da sua empresa e o nome do laboratório, separados por uma vírgula. As informações de funcionários fornecidas aqui serão usadas para definir o primeiro administrador da conta para futuros acessos ao sistema conforme necessário. Tenha em mãos as seguintes informações antes de entrar em contato com o centro de serviços e vendas da Agilent de sua região para agilizar o atendimento:

- Nome da Empresa
- Nome do Departamento/Laboratório
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Endereço de e-mail
- Cargo
- Nº de telefone
- Endereço, Cidade, Estado, CEP, País

2 Obter Códigos de Autorização:

O Código de autorização é um código alfanumérico na legenda contida em um envelope de cor lavanda. Se tiver recebido mais de um código, forneça todos os códigos para que todas as licenças solicitadas sejam atribuídas à sua conta.

3 Como receber a licença:

Após fornecer todas as informações acima, a Agilent gerará 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 (normalmente em um pen-drive). Após receber a licença, siga as instruções da seção abaixo "Instalar sua licença" para concluir a instalação da licença no sistema CDS.

Instalar Sua Licença

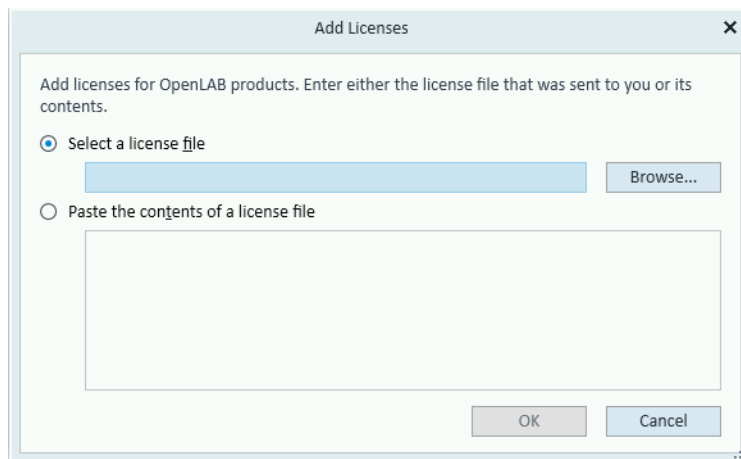
Configurar Servidor de Licenças

- 1 Na janela de navegação, selecione **Licenças**. Adicione um servidor ou arquivo de licença válido para ativar o software de estação de trabalho OpenLab CDS.

Instalar Sua Licença

A licença deve ser adicionada ao sistema usando o Control Panel.

- 1 Inicie o atalho do **Control Panel** na área de trabalho ou vá para **Iniciar > Todos os programas > Agilent Technologies > OpenLab Shared Services > Control Panel**.
- 2 Navegue até **Administração > Licenças**.
- 3 Na faixa de opções, clique em **Adicionar Licença** .

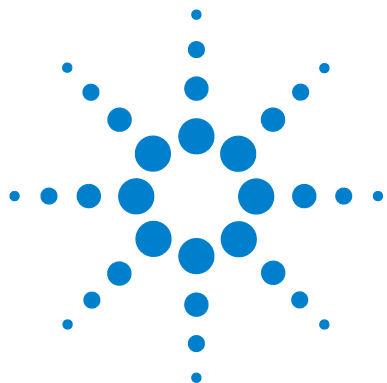


4 Escolha instalar a licença:

- Usando a opção "Arquivo de licença" para procurar e abrir o arquivo de licença (.lic), salvo durante o processo de geração da licença no SubscribeNet.
- Selecionando a opção "Texto de licença" para copiar o texto da licença de um arquivo de texto recebido para o campo fornecido.

5 Clique em **OK**.

A interface **Administração** no Control Panel exibirá o status das licenças instaladas.



7 Configurar o OpenLab CDS no Control Panel

Este capítulo descreve as etapas iniciais de configuração após a instalação do software. Consulte a ajuda on-line para obter mais informações.



Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento

- 1 Abra o OpenLab Control Panel através do atalho para o mesmo na área de trabalho ou vá até **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > OpenLab > OpenLab Control Panel**.
- 2 No painel de navegação, selecione **Administração > Configuração do Sistema**.
- 3 Na barra de ferramentas **Configuração do Sistema**, selecione **Editar Configurações do Sistema**.

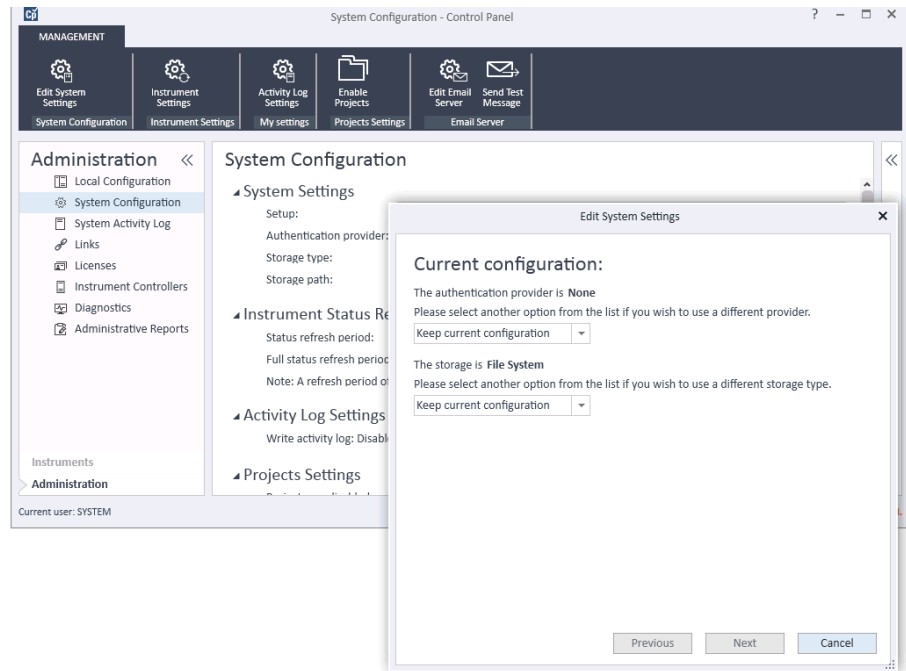


Figura 3 Caixa de diálogo **Editar Configurações do Sistema** no OpenLab Control Panel

- 4 Na janela **Editar Configurações do Sistema**, selecione o seu provedor de autenticação na lista suspensa.

7 Configurar o OpenLab CDS no Control Panel

Configurar o Provedor de Autenticação e o Local de Armazenamento

Se você tiver instalado um servidor, o provedor de autenticação **Interno** é automaticamente configurado durante a instalação. Se necessário, você pode alterar o provedor de autenticação para **domínio do Windows**.

- 5 Selecione o seu provedor de armazenamento na lista suspensa.
O tipo de armazenamento **Content Management** está disponível somente se o Servidor OpenLab tiver sido implementado.
- 6 Selecione **Avançar**.
- 7 Selecione um usuário para administrar o sistema.
 - a Se tiver selecionado **Interno** como provedor de autenticação:
 - Selecione **Criar conta**.
 - Na caixa de diálogo **Criar Conta de Administrador**, insira um **Nome** e uma **Senha**.
 - b Se você tiver selecionado **Domínio do Windows** como provedor de autenticação:
 - Marque a caixa de seleção para ativar os campos de entrada.
 - Digite um **Domínio**, **Usuário** e **Senha**.
 - Selecione **Selecionar conta**.
 - Insira uma sequência de pesquisa.
 - Na caixa de diálogo **Pesquisar Usuários**, selecione **Pesquisar** para visualizar uma lista de usuários.
 - Selecione um usuário.
 - c Se você tiver selecionado **ECM** como provedor de autenticação:
 - Forneça a **URL do servidor ECM** e digite as credenciais de usuário do ECM.
 - Selecione **Selecionar conta**.
 - Insira uma sequência de pesquisa.
 - Na caixa de diálogo **Pesquisar Usuários**, selecione **Pesquisar** para visualizar uma lista de usuários.
 - Selecione um usuário.
- 8 Selecione **OK**.
- 9 Selecione **Avançar**.
- 10 Rever as configurações e selecione **Aplicar**.

Configurar a política de segurança

Caso você precise atender a padrões específicos, ajuste a política de segurança conforme necessário.

Com o provedor de autenticação **Interno**, é possível definir todos os parâmetros no Control Panel. Com um provedor de autenticação externo, somente é possível definir o tempo de inatividade no Control Panel. Todos os outros parâmetros são definidos pelo sistema externo.

- 1 Inicie o Control Panel e navegue até **Administração**.
- 2 No painel de navegação, selecione **Política de segurança**.
- 3 Na faixa de opções, clique em **Editar política de segurança**.

Configurar Usuários/Grupos/Funções

- 1 Inicie o **Painel de Controle do OpenLab** e navegue até **Administração**
- 2 Selecione **Usuários** na Janela de Navegação. Importe/Crie Usuários que terão acesso à Estação de Trabalho do OpenLab CDS.
- 3 Selecione **Grupos** na Janela de Navegação. Importe ou Crie Grupos que terão acesso à Estação de Trabalho do OpenLab CDS.
- 4 Selecione **Regras** na Janela de Navegação. Crie/edite Regras e atribua **Usuários** ou **Grupos** a essas Regras.
- 5 Se usar o ECM: Existem várias funções padrão no ECM e na Edição EZChrom. Em ambos sistemas, é preciso atribuir uma função específica a cada grupo. As funções e privilégios devem ser configurados separadamente para o ECM e o EZChrom:
 - Os privilégios definidos no ECM definem o conteúdo acessível e as funções no ECM.
 - Os privilégios definidos no OpenLab Control Panel definem os privilégios de instrumento, as funções que estão disponíveis no EZChrom e também as tarefas administrativas que podem ser realizadas no OpenLab Control Panel.

Criar ou importar usuários

Usar o OpenLab Control Panel para gerenciar funções e privilégios. Você pode criar funções personalizadas ou atribuir uma ou mais entre as funções predefinidas para conceder aos usuários vários graus de acesso.

Acrescentar usuários (apenas para autenticação interna)

- 1 A partir do painel de navegação, clique em **Administração > Usuários**.
- 2 Na caixa de diálogo **Criar Usuário**, forneça os parâmetros relevantes:
 - Digite o nome e a senha para o novo usuário.
 - Por padrão, o novo usuário terá de alterar a senha no próximo login. Se isso não for necessário, desmarque a caixa de seleção **O usuário deve alterar senha no próximo login**.
 - Na guia **Participação na Função**, atribua ao usuário uma função apropriada. Você pode usar as funções padrão ou preparar suas próprias funções no Control Panel em **Administração > Funções**.
- 3 Clique em **OK**.

Importar usuários

Para adicionar usuários do domínio do Windows ao seu sistema, é necessário que tenha privilégios para obter informações do usuário e do grupo a partir do domínio.

- 1 A partir do painel de navegação, clique em **Administração > Usuários**.
- 2 Na faixa de opções, clique em **Importar**.
- 3 Na caixa de diálogo **Pesquisar usuários**, insira uma sequência de pesquisa para o nome de usuário.
- 4 Na lista **Resultados da Pesquisa**, selecione o usuário que deseja importar e clique em **Adicionar**. O usuário é adicionado à lista de **Usuários Selecionados**.
- 5 Repita as etapas 2 a 4 até ter adicionado todos os nomes de usuário que deseja importar para a lista **Usuários Selecionados** e, em seguida, clique em **OK**.

Grupos

Se um provedor de autenticação externo for usado, será possível importar os nomes dos grupos existentes no sistema externo ou criar novos grupos internos. Não existe limite para o número de grupos que podem ser mapeados ou criados.

Atribua usuários aos grupos no sistema externo ou no Control Panel. Caso precise de atribuições de usuários adicionais que sejam relevantes apenas para a Edição EZChrom do OpenLab CDS, crie-as no Control Panel. Caso contrário, basta importar os grupos e atribuir as funções necessárias a eles.

Se um grupo for excluído ou tiver seu mapeamento removido, os usuários que eram membros deste grupo não serão alterados.

Funções e Privilégios

As funções são usadas para atribuir privilégios globalmente a um usuário ou grupo de usuários ou a um local ou instrumento específico. O sistema possui uma lista de funções predefinidas que são instaladas como parte da instalação do sistema (por exemplo, **Administrador do instrumento**, **Usuário do instrumento** ou **Tudo**). Cada função tem seus próprios privilégios atribuídos.

Os privilégios são agrupados de acordo com os três tipos principais de função (Funções do projeto, Funções do instrumento e Funções administrativas). Ao atribuir privilégios a uma função, primeiro se seleciona o tipo de função necessária e, em seguida, os privilégios relacionados àquele tipo de função. Cada função só pode ter privilégios de um tipo específico de função. A única exceção é a função predefinida **Tudo**, que possui todos os privilégios de todos os tipos de funções. Os usuários ou grupos podem precisar de mais de uma função para desempenhar funções do sistema. Por exemplo, um usuário com a função *Químico* pode precisar de outra função como *Usuário do instrumento* com o privilégio para operar um instrumento.

É possível criar uma árvore de diferentes locais no Control Panel e adicionar instrumentos aos locais relevantes. Para cada instrumento ou grupo de instrumentos, é possível atribuir diferentes funções de instrumento (consulte também “[Funções específicas para instrumentos individuais](#)” na página 96). Por exemplo, um usuário pode possuir a função **Administrador do instrumento** para um determinado instrumento e **Usuário do Instrumento** para outro instrumento.

Também é possível criar uma árvore de diferentes projetos ou grupos de projetos no Control Panel e atribuir diferentes funções de projeto para diferentes projetos (consulte também “[Funções específicas para instrumentos individuais](#)” na página 96). Por exemplo, um usuário possui a funções **Administrador de Projeto** em um projeto. Com isso, ele pode gerenciar as configurações no Control Panel. Em um segundo projeto, ele pode ter uma função que permita editar o conteúdo de um projeto, mas não alterar suas configurações.

Tabela 3 Descrição dos tipos de função

Tipo de função	Descrição
Privilégios administrativos	Esses privilégios são atribuídos globalmente a um usuário ou grupo e não podem ser alterados no nível de instrumento/local. Eles são os típicos privilégios de administração, como Backup e restauração , Gerenciar segurança , Gerenciar impressoras etc.
Privilégios de instrumento	Esses privilégios podem ser atribuídos globalmente ou no nível de instrumento/local. Os privilégios para instrumentos são, por exemplo, Visualizar instrumento ou local e Executar instrumento . Os usuários precisam do privilégio Visualizar instrumento ou localização no nível global para visualizar a árvore de locais e instrumentos no Control Panel.
Privilégios de projeto	Os privilégios para acessar e modificar diferentes níveis de dados. É possível atribuir tais privilégios globalmente ou em nível de projetos.

Funções específicas para instrumentos individuais

Por padrão, as funções de usuários e grupos são definidas globalmente para todos os locais ou instrumentos. As configurações de função são herdadas do nó raiz **Instrumentos**. Para atribuir uma função diferente a um usuário ou grupo em um nó específico, desmarque a caixa de seleção **Herdar privilégios do nível superior** na caixa de diálogo **Editar privilégios** do nó desejado. Uma vez feito isso, será possível atribuir uma função diferente que será válida apenas para aquele nó em questão.

Só é possível atribuir funções de **Instrumento** a instrumentos ou locais individuais.

As funções **Administrativas** sempre são definidas globalmente.

Configurar o projeto inicial

1 Inicie o Control Panel e navegue até **Projetos**.

2 Crie e configure um projeto:

Na guia *Configurações do CDS*:

- Informe os locais para métodos, sequências, resultados, modelos de sequência e modelos de relatórios.
- Considere as configurações do registro de auditoria necessárias para este projeto.

Para obter mais detalhes, consulte a ajuda on-line do Control Panel.

Configurar o Instrumento Inicial

1 Inicie o OpenLab Control Panel e navegue até **Instrumentos**.

2 Clique em **Criar** na faixa de opções para criar um novo instrumento.

3 Forneça as informações do instrumento e clique em **OK**.

NOTA

Os instrumentos Agilent 1120 e 1220 são configuráveis apenas no tipo de instrumento **Agilent Compact LC**. Ao usar este tipo de instrumento, você consegue configurar os módulos Infinity LC selecionados em conjunto com o instrumento 1120 ou 1220. Consulte o *Guia de Instrumentos e Firmware Suportados* (CDS_SupportedInstFirmware.pdf) para obter mais detalhes.

Os drivers para instrumentos 1120 e 1220 são fornecidos com os instrumentos e não são incluídos por padrão na Edição EZChrom do OpenLab CDS.

3 Selecione o novo instrumento e clique em **Configurar instrumento** na faixa de opções.

4 É recomendável que você use a configuração automática para configurar os seus instrumentos: Selecione um módulo, clique em **Configuração Automática**, e insira os **Detectores de Números** e **Número de Bombas**. Selecione **Amostrador Automático**, se necessário.

7 Configurar o OpenLab CDS no Control Panel

Configurar o Instrumento Inicial

Também é possível configurar os dispositivos manualmente:

- a** Selecione um módulo dentre os módulos **Disponíveis**, e clique na seta para movê-lo para baixo dos módulos **Configurados**.
 - b** Clique duas vezes no módulo **Configurado** para abrir uma caixa de diálogo que pertença àquele módulo.
 - c** Selecione **Opções**.
 - d** Na caixa de diálogo **Opções de Configuração**, selecione uma das opções gerais a seguir: Adequação do sistema, SEC, PDA, e checagem da Linha de Base.
- 5** Se usar um Sistema Distribuído: Configure uma impressora padrão para o seu instrumento.
- a** Clique em **Configuração adicional** no canto inferior direito da caixa de diálogo **Configurar Instrumentos**.
 - b** Selecione **Impressora Padrão** e, em seguida, selecione a impressora desejada.

NOTA

Selecione uma impressora física para garantir a função correta em todos os clientes.

6 Confirme suas configurações

Para obter mais informações sobre o número de instrumentos que podem ser configurados, consulte o *Guia de Requisitos*.

Configurar o Servidor de Impressão no OpenLab

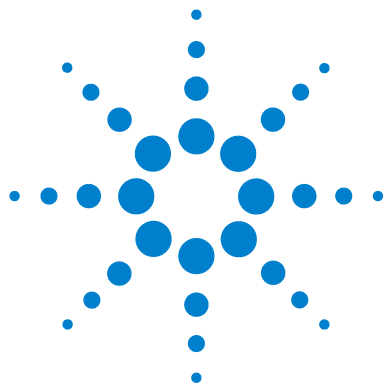
- 1 No servidor Shared Services, faça login no Control Panel e clique no ícone **Impressoras** em **Administração**.
- 2 Clique em **Adicionar** no menu **Impressoras**.
- 3 Clique no botão **Adicionar Monitor**.
- 4 Na caixa de diálogo **Adicionar nova impressora**, adicione o seguinte:
 - **Pasta de monitoramento:** Introduza o UNC ou o caminho local na pasta de fila (consulte “[Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional](#)” na página 74).
 - **Impressora:** Selecione uma impressora que esteja instalada no sistema operacional.
 - **Nome de exibição:** – Introduza o nome de exibição do monitor de impressão
 - **Comentário:** Insira um comentário
- 5 Clique em **OK**.
- 6 No Servidor de Impressão, selecione a impressora que acabou de adicionar.
- 7 Clique em **Monitorar em** e defina a opção **Definir como monitor** para esta impressora como **sim**. Isto permite que o servidor de impressão monitorize a pasta de fila.

Se você definir a opção **Definir como monitor** como **não**, o servidor de impressão não irá monitorar esta pasta e enviar os arquivos para a impressora.
- 8 Se a pasta para monitorar utilizar um nome UNC, desative a enumeração baseada no acesso e limpe o cache para que nenhum arquivo ou programa do compartilhamento fique disponível offline. Para obter mais detalhes sobre como configurar o compartilhamento, consulte “[Configurar um Caminho Corporativo em um Windows Server](#)” na página 35.
- 9 Configure o status do servidor de impressão como **Em execução**.

Se você clicar em **Parar Servidor de Impressão**, o serviço do servidor de impressão irá parar e o servidor de impressão deixará de funcionar. Nenhuma das impressoras irá funcionar nesse momento.

NOTA

Para imprimir no servidor de impressão em um Sistema Distribuído: É possível acessar o servidor de impressão de qualquer cliente no Sistema Distribuído. Selecione a impressora na seção **Imprimir cópia** da tela ao iniciar um ciclo único, ao iniciar uma sequência ou ao reprocessar. As impressoras na lista suspensa são do servidor de impressão.



8

Atualizar para uma Nova Versão do Software

Este capítulo descreve a atualização a partir de diferentes revisões da Edição EZChrom do OpenLab CDS.



Planejar a sua Atualização

Dependendo da revisão do EZChrom, a atualização de um sistema Distribuído ou em Rede para A.04.09 pode ser realizada diretamente ou pode exigir uma atualização intermediária. O processo de atualização para um sistema Distribuído ou em Rede começa com o Servidor Shared Services ou o Servidor OpenLab/Data Store. Se for necessário atualizar um servidor ECM, ele deve ser atualizado antes do Servidor Shared Services. Depois que o servidor estiver atualizado, atualize as Estações de trabalho em Rede, os AICs e os Clientes CDS. Consulte [“Fluxo de Trabalho para Atualização de Sistemas Distribuídos ou em Rede”](#) na página 102.

A atualização em vigor no sistema operacional Windows 10 não é suportada pela Edição EZChrom do OpenLab CDS.

Retrocompatibilidade Durante a Atualização

Durante um projeto de atualização, poderão existir diferentes versões do OpenLab CDS no seu ambiente. Observe que a análise e o reprocessamento de dados são suportados apenas em versões iguais ou superiores à versão usada durante a aquisição ou o último reprocessamento.

A Agilent recomenda que o ambiente com diferentes versões só deve ser usado durante a fase de atualização. Para obter mais informações, consulte o *Guia para Administradores da Edição EZChrom do OpenLab CDS* (CDS_admin.pdf).

Fluxo de Trabalho para Atualização de Sistemas Distribuídos ou em Rede

Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07 SR2 ou superior

O EZChrom A.04.09 suporta diferentes produtos de armazenamento back-end (Servidor OpenLab, OpenLab ECM XT Server e Servidor ECM 3.x). Para ambientes em rede ou sistemas distribuídos com um back-end do OpenLab ECM, o servidor OpenLab Shared Services A.02.02 pode ser mantido ou atualizado para OpenLab CDS Shared Services Server 2.3. Se você tiver um back-end do Servidor OpenLab/OpenLab ECM XT Server, é possível optar por manter a versão existente ou atualizar para o OpenLab Server 2.3.

O servidor deve ser atualizado para o OpenLab CDS Shared Services 2.3 ou OpenLab Server 2.3 caso pretenda estender o sistema a Clientes CDS ou Estações de Trabalho em Rede executadas com o Windows 10 ou deseje usar o Microsoft SQL Server 2014 para hospedar o banco de dados do OpenLab Shared Services Server.

Caso mantenha o servidor OpenLab Shared Services A.02.02, garanta que a última atualização do software ("hotfix") esteja instalada.

- 1** *Optional:* Atualize o seu servidor OpenLab Shared Services para o OpenLab CDS Shared Services 2.3.

OU

Optional: Se utilizar o Servidor OpenLab /OpenLab ECM XT Server, atualize para o OpenLab Server 2.3.

- 2** Atualize os AICs, os clientes CDS e as Estações de Trabalho em Rede para o EZChrom A.04.09.

Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07, A.04.06, A.04.05, A.04.04 ou A.04.03

Ao atualizar a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07, A.04.06, A.04.05, A.04.04 ou A.04.03, será necessário um processo de duas etapas. O servidor e os clientes precisam ser atualizados para uma revisão que suporte uma atualização direta, como a Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.07 SR2. Verifique se o sistema está funcionando de forma adequada depois da atualização intermediária antes de atualizar para a Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.09.

Etapa 1: Atualizar para OpenLab CDS A.02.02 (A.04.07 SR2)

- 1 Atualizar o seu servidor:
 - a Atualize o seu servidor OpenLab Shared Services para a revisão A.02.02.
ou
 - b Se utilizar o Servidor OpenLab/OpenLab ECM XT Server, atualize para o Data Store A.02.02.
- 2 Atualize os AICs, os clientes CDS e as Estações de Trabalho em Rede para o EZChrom A.04.07 SR2

NOTA

É possível manter as operações do laboratório durante a atualização com a atualização de software para computadores com versões a partir da A.04.03 a A.04.06.

Para obter mais detalhes, consulte o capítulo Retrocompatibilidade Durante a Atualização, no *Guia para Administradores da Edição EZChrom do OpenLab CDS* (CDS_admin.pdf).

- 3 Verifique se todo o sistema está operacional antes de realizar a próxima etapa.

Etapa 2: Atualizar para a A.04.09

- 1 Atualizar o seu servidor:
 - a Atualize o seu servidor OpenLab Shared Services para o OpenLab CDS Shared Services 2.3.
ou
 - b Se utilizar o Servidor OpenLab /OpenLab ECM XT Server, atualize para o OpenLab Server 2.3.
- 2 Atualize os AICs, os clientes CDS e as Estações de Trabalho em Rede para A.04.09.

Atualização a partir da Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.02 ou A.04.01

Não existe um procedimento de atualização para a Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.02 ou A.04.01. É necessário instalar estas revisões antes de instalar a A.04.09.

Desinstalar o aplicativo e instalar a A.04.09

- 1** Desinstale a versão anterior do servidor OpenLab Shared Services.
- 2** Instale o OpenLab CDS Shared Services Server 2.3.
- 3** Desinstale as versões anteriores de AICs, clientes CDS e Estações de Trabalho em Rede.
- 4** Instale a Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.09 em AICs, clientes e Estações de Trabalho em Rede.

Atualização da Licença

Se estiver atualizando a partir de uma versão A.02.01 ou mais antiga, você precisará de uma nova licença para atualizar para a nova versão do software.

Não execute uma atualização de licença em uma Estação de Trabalho em Rede, um AIC ou um Sistema Distribuído sem a assistência de um engenheiro!

Consulte “[Assistência de Vendas e Suporte](#)” na página 117 para encontrar um representante de vendas na sua região.

Atualizar um Servidor OpenLab/Data Store

Para obter mais detalhes, consulte o *Guia de Instalação do OpenLab ECM XT*.

Executar o Assistente de Desinstalação no Servidor OpenLab CDS Shared Services

Para atualizar para a A.04.09, execute as seguintes etapas:

- 1 Inicie o Instalador principal a partir da mídia de instalação.
- 2 Na tela **Planejamento** do Instalador principal, alterne para a tela **Instalação**.
- 3 Selecione **Instalação do OpenLab CDS**.
Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a atualização a menos que você concorde com esses termos. **Clique em Avançar**.
- 4 Na tela **Tipo de Atualização**, insira as credenciais do OpenLab Shared Services.
Selecione a seção apropriada na tela **Itens Adicionais** e clique em **Avançar**. Se selecionou o ECM, insira o nome do servidor ECM e selecione **Testar Conexão**. Se este procedimento for bem-sucedido, clique em **Avançar**.
- 5 Na tela **Resumo** do Assistente de Atualização estão listados os componentes para atualização. Selecione **Iniciar** para iniciar a atualização.
Se ocorrer um erro durante a atualização, será exibida uma mensagem de erro. Quando um componente é atualizado corretamente, o status exibido no campo **Status** passa de **Instalado** para **Atualizado com Êxito**.
- 6 Depois que a atualização for concluída, aparece uma mensagem de aviso indicando que você deve reiniciar o Windows para que algumas alterações tenham efeito.
Selecione **Sim** para reiniciar o Windows.
Selecione **Não**, caso prefira reiniciar o Windows posteriormente.

Após a atualização, verifique as configurações na ferramenta OpenLab Shared Services Maintenance. Para mais informações sobre a administração do servidor, consulte o *Guia para Administradores da Edição EZChrom do OpenLab CDS*.

Executar o Assistente de Atualização em AICs, Clientes ou Estações de Trabalho em Rede

Este procedimento descreve o **Assistente de Atualização do OpenLab CDS A.04.09** no Instalador Principal.

- 1 Na tela **Planejamento** do Instalador principal, alterne para a tela **Instalação**.
- 2 Selecione **Instalação do OpenLab CDS**.
Se o OpenLab CDS já estiver instalado, este procedimento abrirá automaticamente o **Assistente de Atualização do OpenLab CDS**.
- 3 A licença da Estação de Trabalho deve atualizada, consulte “[Atualização da Licença](#)” na página 105.
Confirme a atualização da licença e clique em **Avançar** para continuar.
- 4 Selecione **Concordo com os termos e condições**. Não será possível prosseguir com a atualização a menos que você concorde com esses termos. Clique em **Avançar**.
- 5 Se um Provedor de Autenticação tiver sido configurado: Escreva o nome de usuário e a senha de um usuário com privilégios de administração de sistema na tela **Configurações para Registro do OpenLab Shared Services**. Clique em **Avançar**.
- 6 Selecione a seção apropriada na tela **Itens Adicionais** e clique em **Avançar**.
- 7 Na tela **Configurações GATE**, escolha se os registros de auditoria devem ser automaticamente ativados no AIC, Cliente ou nesta Estação de Trabalho em Rede. Se necessário, selecione a caixa de seleção **Execução de Registro de Auditoria Global**. Clique em **Avançar**.
Uma vez ativada, a opção de registros de auditoria não pode ser desativada novamente.
- 8 Na tela **Resumo** do Assistente de Atualização estão listados os componentes para atualização. Clique em **Iniciar** para continuar com a atualização.
Se ocorrer um erro durante a atualização, será exibida uma mensagem de erro.
- 9 Depois de terminar a atualização, selecione **Concluir** para fechar o **Assistente de Atualização do OpenLab CDS**.
A configuração de instrumentos pode permanecer inalterada após a atualização.

8 Atualizar para uma Nova Versão do Software

Executar o Assistente de Atualização em AICs, Clientes ou Estações de Trabalho em Rede

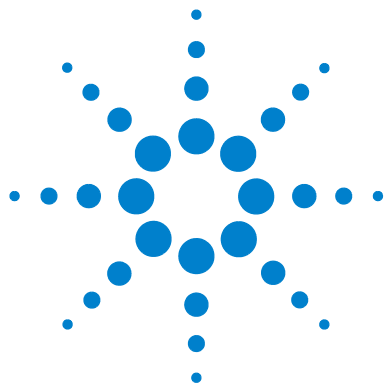
NOTA

Para instrumentos 35900, um driver *clássico* é automaticamente instalado pelo Instalador Principal. Se for necessário usar drivers RC.NET (por exemplo, para dividir canais entre dois instrumentos em um AIC), deverá primeiro instalar os novos drivers antes de reconfigurar os instrumentos.

Tenha em atenção que os métodos criados com os drivers clássicos não poderão ser mais usados. Você deverá criar novos métodos com os drivers RC.Net.

NOTA

A partir da revisão A.04.08, os drivers clássicos para coletores de frações não são suportados. Você tem que mudar a configuração do instrumento e criar novos métodos com drivers RC.NET.



9

Desinstalar o software

Este capítulo contém informações sobre a desinstalação com o uso do Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.



Sobre a Desinstalação

Assim como a instalação, a desinstalação é automatizada pelo Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

NOTA

Se o Instalador Principal não foi usado na instalação, qualquer software adicional instalado manualmente, como o Headspace, PAL ou drivers de terceiros, deverá ser desinstalado utilizando o Painel de Controle do Windows antes que a Edição EZChrom do OpenLab CDS possa ser desinstalada.

Para sua conveniência, o Instalador Principal usa as mesmas interfaces de usuário para a desinstalação do software em todas as configurações (estação de trabalho individual ou em rede). O **Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** na seção **Manutenção** do Instalador Principal o guiará pelas etapas de desinstalação.

Para a desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS, é preciso ter privilégios de administrador para todos os servidores e clientes. Os privilégios de usuário avançado não são suficientes (a desinstalação não iniciará).

NOTA

Não utilize a ferramenta de desinstalação do Windows.

Executar o Assistente de Desinstalação em um Cliente CDS

- 1 Para Windows 7, selecione **Iniciar > OpenLab > Desinstalar OpenLab CDS**. Para Windows 10, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016, selecione **Iniciar > Desinstalar o OpenLab CDS**.

O **Assistente da Edição de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto.

- 2 Na tela **Componentes compartilhados**, marque a caixa de seleção **Desinstalar verificação de software**.

Nota: A Ferramenta de verificação de software precisa ser desinstalada caso se queira reinstalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS posteriormente

- 3 Na tela **Resumo**, sob **Desinstalação de componentes do OpenLab CDS**, há uma lista dos componentes a serem desinstalados.

- 4 Selecione **Iniciar** para iniciar a desinstalação.

Se quiser cancelar a desinstalação, selecione **Cancelar**. Se quiser alterar as configurações, selecione **Voltar**.

Todos os componentes listados serão desinstalados automaticamente, um após o outro.

- 5 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o assistente de desinstalação.

Executar o Assistente de Desinstalação em um Controlador do Instrumento

- 1 Para Windows 7, selecione **Iniciar > OpenLab > Desinstalar OpenLab CDS**. Para Windows 10, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016, selecione **Iniciar > Desinstalar o OpenLab CDS**.

O **Assistente da Edição de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto.

- 2 Na tela **Componentes compartilhados**, marque a caixa de seleção **Desinstalar verificação de software**.

Nota: A Ferramenta de verificação de software precisa ser desinstalada caso se queira reinstalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS posteriormente

- 3 Na tela **Resumo**, sob **Desinstalação de componentes do OpenLab CDS**, há uma lista dos componentes a serem desinstalados.
- 4 Selecione **Iniciar** para iniciar a desinstalação.

Se quiser cancelar a desinstalação, selecione **Cancelar**. Se quiser alterar as configurações, selecione **Voltar**.

Todos os componentes listados serão desinstalados automaticamente, um após o outro.

- 5 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o assistente de desinstalação.

Executar o Assistente de Desinstalação no Servidor OpenLab Shared Services

- 1 Para Windows 7, selecione **Iniciar > OpenLab > Desinstalar OpenLab CDS**. Para Windows 10, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016, selecione **Iniciar > Desinstalar o OpenLab CDS**.
O **Assistente da Edição de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto.
- 2 Na tela **Componentes Compartilhados**, selecione **Desinstalar Verificação de Software** e desinstale os bancos de dados, como o MS SQL Server 2012 R2, SQL Server 2014 Enterprise ou Standard, PostgreSQL 9.3, Oracle 11G R2 e Oracle 12C R1 (conforme aplicável).
Em **Instância SQL**, selecione a instância que deseja instalar na lista suspensa.

NOTA

A Ferramenta de Verificação de Software precisa ser desinstalada caso queira reinstalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS posteriormente.

- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Summary** (Resumo).
- 4 Na tela **Resumo**, sob **Desinstalação de componentes do OpenLab CDS**, há uma lista dos componentes a serem desinstalados.
- 5 Selecione **Iniciar** para iniciar a desinstalação.
- 6 Se quiser cancelar a desinstalação, selecione **Cancelar**. Se quiser alterar as configurações, selecione **Voltar**.

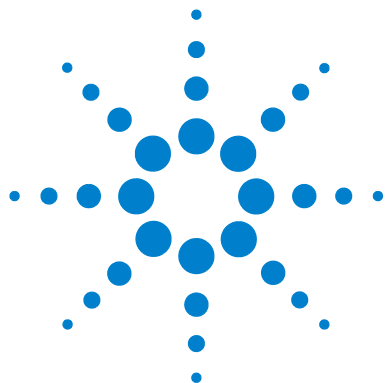
Todos os componentes listados serão desinstalados automaticamente, um após o outro.

Quando um componente for desinstalado corretamente, o status mostrado no campo **Status** campo da tela **Manutenção** mudará de **Instalado** para **Desinstalado com êxito**.

Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o **Assistente de desinstalação**.

Executar o Assistente de Desinstalação em uma Estação de Trabalho em Rede

- 1 Para Windows 7, selecione **Iniciar > OpenLab > Desinstalar OpenLab CDS**. Para Windows 10, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016, selecione **Iniciar > Desinstalar o OpenLab CDS**.
O **Assistente da Edição de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto.
- 2 Na tela **Componentes compartilhados**, marque a caixa de seleção **Desinstalar verificação de software**.
Nota: A Ferramenta de verificação de software precisa ser desinstalada caso se queira reinstalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS posteriormente.
- 3 Na tela **Resumo**, sob **Desinstalação de componentes do OpenLab CDS**, há uma lista dos componentes a serem desinstalados.
- 4 Selecione **Iniciar** para iniciar a desinstalação.
Se quiser cancelar a desinstalação, selecione **Cancelar**. Se quiser alterar as configurações, selecione **Voltar**.
Todos os componentes listados serão desinstalados automaticamente, um após o outro.
- 5 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o assistente de desinstalação.



10 Apêndice

Este capítulo contém informações adicionais sobre o Microsoft SQL Server 2012.



Alterar a Autenticação do SQL Server para o Modo Misto

Este procedimento descreve como alternar para o Modo Misto em uma instalação do Microsoft SQL Server 2012 existente.

- 1 Inicie o SQL Server Management Studio.
- 2 No Pesquisador de Objetos, clique com o botão direito no nome do servidor e selecione **Propriedades** no menu de contexto.
- 3 Na caixa de diálogo **Propriedades do Servidor**, selecione a página **Segurança**.
- 4 Na **Autenticação do servidor**, selecione **Modo de Autenticação do SQL Server e do Windows**.
- 5 Clique em **OK**.
- 6 Ative o login para usuário *sa*.
 - a No Pesquisador de Objetos, navegue até **Segurança > Logins**.
 - b Clique com o botão direito no usuário *sa* e selecione **Propriedades** no menu de contexto.
 - c Na caixa de diálogo **Propriedades de Login**, selecione a página **Geral**.
 - d Defina uma senha forte.
 - e Selecione a página **Status**.
 - f Em **Login**, selecione **Ativado**.
Clique em **OK**.
- 7 Reinicie o serviço SQL Server e faça login com a Autenticação do SQL Server.

Assistência de Vendas e Suporte

Consulte o seguinte site para obter o contato do departamento de vendas e suporte local:

www.agilent.com/en-us/contact-us/page

Caso tenha adquirido uma configuração em rede, incluindo um Acordo de Manutenção de Software (SMA) da Agilent, você terá direito a suporte prioritário em:

www.agilent-labinformatics.com/support

Registre o seu SMA e receba inúmeros benefícios, como:

- Abertura de chamados online, prioridades e rastreamento de status
- Envio e Rastreamento Online de Solicitações de Recursos
- Ferramentas de autoajuda prontamente disponíveis e links úteis

www.agilent.com

Neste livro

Este guia de instalação
fornece instruções para
instalar e configurar as
Estações de Trabalho em
Rede ou os Sistemas
Distribuídos da Edição
EZChrom do Sistema de
Dados para Cromatografia
(CDS) Agilent OpenLab.

© Agilent Technologies 2010-2018

Impresso na Alemanha
07/2018



M8204-99000



Agilent Technologies