

Agilent OpenLab CDS EZChrom Edition

**Guia de Instalação
e Configuração da
Estação de Trabalho**



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:

M8201-99078

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 da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Ele foi elaborado para ajudar os administradores do sistema e outros usuários a instalar o software de forma rápida e correta.

Tabela 1 Termos e abreviações usados neste documento

Termo	Descrição
CDS	Sistema de dados de cromatografia
EZChrom	Edição EZChrom do OpenLab CDS
Data Store	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 OpenLab Server
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.
OpenLab CDS Shared Services Server	Servidor executando Shared Services. Anteriormente conhecido como Servidor OpenLab Shared Services.

1 Configurar o PC da estação de trabalho

Os sistemas tipo Bundle-PC entregues pela Agilent vêm com o sistema operacional Windows compatível pré-instalado e estão configurados para proporcionar um desempenho ideal. Os sistemas que não são Bundle-PC fornecidos pela Agilent requerem algumas mudanças manuais na configuração a fim de fornecerem um desempenho ideal. Este capítulo descreve como configurar um sistema que não seja um Bundle PC fornecido pela Agilent.

2 Instalação do Software

A instalação é automatizada pelo Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Esta ferramenta instala os diversos componentes da EZChrom.

3 Tarefas Pós-Instalação

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

4 Procedimentos opcionais

Este capítulo contém informações sobre o assistente de software e drivers adicionais, a Ferramenta de Verificação de Software e outros procedimentos úteis.

5 Licenciamento

Este capítulo contém informações sobre como obter e instalar uma licença.

6 Configurar a Edição EZChrom do 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.

7 Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom

Este capítulo descreve a atualização da Edição EZChrom A.04.0x.

8 Desinstalar o software

Este capítulo contém informações sobre a desinstalação com o uso do Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Também descreve tarefas a realizar após a desinstalação, as quais são essenciais se pensa reinstalar EZChrom no mesmo computador.

Índice

- 1 Configurar o PC da estação de trabalho 8**
 - Sobre a configuração 9
 - Instalando o Windows 10
 - Configurar o Windows 7 11
 - Configurar o Windows 10 17
- 2 Instalação do Software 23**
 - Antes de Começar 24
 - Etapa 1: Preparação para instalação 27
 - Etapa 2: Instalação de ferramentas de terceiros 27
 - Instalar o Adobe PDF Reader 27
 - Instalar o .NET 4.7.1 28
 - Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação para uma pasta centralizada para instalação (opcional) 29
 - Etapa 4: Execução do verificador de configuração do sistema 30
 - Etapa 5: Executar o Assistente de Instalação 32
 - Tela Acordo de Licença 32
 - Tela Pasta da instalação 32
 - Telas de tipos de instalação 33
 - Tela Resumo 34
 - Instalação com script 35
 - Exportar como XML 35
 - Parâmetros e Códigos de Retorno 36
 - Instalação, atualização ou reparo 40
 - Desinstalação 41
 - Registro e Rastreamento 41
 - Instalar Software e Drivers Adicionais OpenLab 42
 - O que fazer em seguida? 43

3	Tarefas Pós-Instalação	44
	Configurar o programa antivírus	45
	Configurar o Servidor de Impressão no Sistema Operacional	47
4	Procedimentos opcionais	48
	Executar uma verificação de software depois da instalação de software	49
	Configurar a Segurança Avançada de Arquivos (Advanced File Security, AFS)	49
	Ativar a Segurança Avançada de Arquivos	50
	Melhorar o desempenho em máquinas off-line	54
5	Licenciamento	55
	Sobre a licença da Edição EZChrom do OpenLab CDS	56
	Tipos de licença	56
	Obter uma licença	58
	Obter uma licença com o SubscribeNet	58
	Instalar sua licença	62
6	Configurar a Edição EZChrom do OpenLab CDS no Control Panel	63
	Autenticação	64
	Provedor de Autenticação	64
	Configurar autenticação	65
	Configurar a política de segurança	66
	Configurar usuários/grupos/funções	66
	Criar ou importar usuários	67
	Funções e Privilégios	68
	Funções específicas para instrumentos individuais	70
	Configurar o projeto inicial	70
	Configurar o instrumento inicial	71
	Configurar o Servidor de Impressão no OpenLab	72

7	Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom	73
	Planejar a atualização do EZChrom A.04.0x	74
	Atualizar EZChrom para A.04.09	75
	Atualização da Licença	77
	Obter o arquivo de licença atualizado	77
	Adicionar o arquivo de licença atualizado ao sistema	78
	Executar o assistente de atualização	79
8	Desinstalar o software	81
	Sobre a desinstalação	82
	Execução do Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS	83
9	Assistência de Vendas e Suporte	84



1

Configurar o PC da estação de trabalho

Os sistemas tipo Bundle-PC entregues pela Agilent vêm com o sistema operacional Windows compatível pré-instalado e estão configurados para proporcionar um desempenho ideal. Os sistemas que não são Bundle-PC fornecidos pela Agilent requerem algumas mudanças manuais na configuração a fim de fornecerem um desempenho ideal. Este capítulo descreve como configurar um sistema que não seja um Bundle PC fornecido pela Agilent.



Sobre a configuração

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.

NOTA

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.

NOTA

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

Instalando o Windows

NOTA

Mantenha o computador desconectado da Internet até ter instalado os patches de segurança e os Hotfixes apropriados. Instale as correções de segurança mais recentes, conforme suportado pela Agilent Technologies e pelas definições de vírus, antes de se conectar a uma rede.

- 1 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.
- 2 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 foi testado com Endpoint Protection 12.x da Symantec e com Microsoft Security Essentials.

Configurar o Windows 7

- [OBRIGATÓRIO] 1 **Sistema** (Painel de controle da Microsoft¹): Registre o Windows na Microsoft.
- [OBRIGATÓRIO] 2 **Opções de pastas** (Painel de controle da Microsoft): Na guia **Visualizar**,
- Selecione **Mostrar sempre menus**.
 - Habilite **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**

1 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** (Painel de controle da Microsoft):

- a Configure as opções regionais como **Português (Brasil)** na lista suspensa.
- b Se outro formato regional que não **Português (Brasil)** ou **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**.
- e 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 logo 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 **Avançadas > 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 as propriedades do sistema:

a Clique em **Configurações avançadas do sistema**.

b Na guia **Avançadas > Desempenho**, clique em **Configurações**.

- Guia **Avançadas > 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 **Avançadas > 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 Control Panel**
 - **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**

Configurar o PC da estação de trabalho

Configurar o Windows 7

- [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 localidade 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.

Configurar o Windows 10

- [OBRIGATÓRIO] 1 **Sistema** (Painel de controle da Microsoft)¹: 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**.

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

- [OBRIGATÓRIO] 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):
- Selecione como plano preferido **Alto desempenho**
 - Clique em **Alterar as configurações do plano**
 - Defina a opção **Suspender atividade do computador** para **Nunca**.
 - Clique em **Alterar configurações de energia avançadas**.
 - Abra os nós de **Disco rígido > Desligar o disco rígido após**.
 - 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:
- Clique duas vezes em **Política de Segurança Local**.
 - Navegue até **Configurações de segurança > Políticas locais > Opções de segurança**
 - Clique duas vezes na seguinte política no painel do lado direito:
Acesso à rede: Modelo de compartilhamento e segurança para contas locais
 - 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:**
- 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):
- Selecione **Alterar as configurações do adaptador**. Clique com o botão direito em **Conexão Local > Propriedades > Configurar**.
 - 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 **.NET Framework 4.6 Advanced Services**. 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:
- Na janela **Iniciar**, digite **Política de Segurança Local** e pressione **ENTER**.
 - Navegue até **Políticas Locais > Opções de Segurança**.
 - Clique duas vezes em **Controle de Conta de Usuário: política do Modo de Aprovação do Administrador para a Conta de Administrador Integrada**.
 - Selecione **Desativado** e clique em **OK**.
- [OBRIGATÓRIO]** 19 Detectar automaticamente a rede da intranet:
- Abra o Internet Explorer.
 - Clique no menu **Ferramentas** e, em seguida, clique em **Opções da Internet**.
 - Na aba **Segurança**, selecione **Intranet Local** e clique em **Sites**.
 - Selecione **Detectar automaticamente a rede da intranet**.
 - Clique em **Avançado**.
 - 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:
- Clique em **Configurações avançadas do sistema**.
 - Na guia **Avançadas > Desempenho**, clique em **Configurações**.
 - Na guia **Efeitos visuais**, selecione **Ajustar para melhor desempenho**.
 - 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 **Avançadas > Desempenho**, clique em **Configurações**.
 - Guia **Avançadas > 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 **Avançadas > 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:

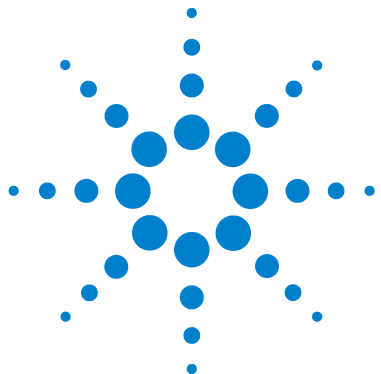
Na guia **Administrativo**, clique em **Alterar o local do sistema...** Na lista suspensa, selecione **Inglês (Estados Unidos)**.

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.



2 Instalação do Software

A instalação é automatizada pelo Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Siga o assistente para instalar todos os componentes necessários para executar a Edição EZChrom do OpenLab CDS.



Antes de Começar

Para simplificar a instalação do software, é útil decidir sobre algumas opções de configuração antes de começar a instalação real do software.

1 Escolha um nome para o computador.

O nome do computador será refletido na configuração do instrumento. Para evitar esforços consideráveis, é recomendado manter o nome do computador inalterado após a instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

NOTA

Para garantir que o servidor DNS consiga resolver o nome do computador, siga as normas da Internet para os protocolos (*RFC952*) e use somente os seguintes caracteres:

- Letras (a-z, A-Z)
- Dígitos (0-9)
- Hífen (-)

Não use sublinhado (underscore).

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 EZChrom, 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 diretório deseja armazenar todos os arquivos relacionados ao software do sistema de dados, incluindo dados, métodos, sequências e configurações. O diretório deverá estar sempre acessível ao PC que estiver executando o software.

5 Se for utilizar o OpenLab ECM com o sistema, obtenha o nome do servidor ECM.

NOTA

Certifique-se de que você tem privilégios de administrador tanto para o ECM como para o OpenLab.

- 6 Decida sobre a abordagem de distribuição do software que deseja usar:
 - *Instale diretamente dos DVDs* – abra os discos conforme necessário diretamente da 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.
- 7 Ao iniciar o aplicativo, será possível revisar os seguintes arquivos PDF no menu **Planejamento** 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 da Edição EZChrom do OpenLab CDS* – Para sua conveniência, é fornecida uma cópia eletrônica deste guia de instalação no formato PDF.
- 8 Instale todo o hardware necessário, inclusive todas as conexões A/D, interfaces, detectores de instrumentos e cabos de comunicação.
- 9 Certifique-se de que há uma impressora padrão configurada no Windows. Pode fazê-lo por meio do Painel de controle da Microsoft. Se não houver nenhuma impressora padrão configurada, podem ocorrer os seguintes problemas:
 - A impressão da visualização do relatório irá falhar
 - ocorrerá um erro no menu **Copiar para a área de transferência**
 - a opção **Visualização personalizada do relatório** terá problemas com novos modelos

NOTA

Durante a instalação do EZChrom, é instalado um driver da impressora PDF XChange 6. Esta impressora tem as seguintes limitações:

- O número máximo de páginas em uma tarefa de impressão é 1500. Por exemplo, um relatório de resumo de sequência é uma tarefa de impressão.
- Ao imprimir cromatogramas de várias páginas, o número máximo de páginas que pode ser impresso corretamente depende da resolução da impressora. 300 dpi permite a impressão de 10 páginas, 600 dpi permite a impressão de até 5 páginas por cromatograma.

Instalação do Software

Antes de Começar

- 10** Certifique-se de que o .NET 4.7.1 esteja ativado como recurso do Windows. Os arquivos de instalação do .NET 4.7.1 estão disponíveis no disco 1 (Disk1\Tools\DotNet4.7). Para instalar .NET 4.7.1, copie os arquivos para um disco local.

NOTA

Execute a instalação do .NET 4.7.1 a partir de um disco local. O Windows precisa de acesso de gravação aos arquivos de instalação.

- 11** Certifique-se de que o software antivírus esteja desativado durante a instalação.
- 12** Certifique-se de que não sejam executadas atualizações do software durante a instalação.
- 13** Certifique-se de que não haja nenhuma reinicialização do sistema pendente.

As reinicializações pendentes são indicadas na Ferramenta de Preparação do Local (consulte “[Etapa 4: Execução do verificador de configuração do sistema](#)” na página 30).

Etapa 1: Preparação para instalação

Para preparar para uma instalação na estação de trabalho:

- 1 Para a abordagem direta do DVD, insira o disco de instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS (Disk1).
- 2 Para a abordagem de arquivos compartilhados, copie todos os DVDs 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**.

Etapa 2: Instalação de 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

NOTA

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.

Também é possível instalar o Adobe Reader a partir da mídia de instalação. Está disponível em Disk1/Tools/Adobe Reader.

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

NOTA

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 o Windows 7: 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.

Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação para uma pasta centralizada para instalação (opcional)

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 da Edição EZChrom, 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.

Etapa 4: Execução do verificador de configuração do sistema

- 1 Execute o Instalador Principal da Edição EZChrom a partir de DVD, de dispositivo portátil ou de uma pasta centralizada. Na tela **Planejamento**, selecione **Verificador de configuração do sistema**.
- 2 A **Ferramenta de Preparação de Local** será exibida. Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.XX** na lista suspensa:
- 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 controlada pelo software de segurança, a Ferramenta de Preparação do Local não pode ler as configurações do firewall por causa das limitações de segurança. Em consequência, a Ferramenta de Preparação do Local exibirá **Status "Fail"** (Status "Reprovado") para as configurações do 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.

Etapa 5: Executar o Assistente de Instalação

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 da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto. Leia os termos do **Acordo de Licença**. O Instalador Principal da Edição EZChrom 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. As pastas devem ter nomes em inglês.

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 49).
- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Tipo da instalação**.

Telas de tipos de instalação

- 1 Na opção **Tipo da instalação**, selecione **Estação de Trabalho Individual**.
- 2 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.

O Servidor de Impressão do OpenLab CDS é automaticamente instalado como parte da instalação da EZChrom. 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.
- 3 Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Itens adicionais**.
- 4 Se desejar utilizar o *OpenLab ECM* com o seu sistema de dados:
 - a Dependendo do seu repositório, selecione o **OpenLab Server/OpenLab ECM XT Server** ou o botão de opção **ECM 3.x Server**.
 - b Digite um nome de servidor e pressione o botão **Testar conexão...**
 - c O sistema executará uma verificação de conectividade para verificar o acesso ao servidor do OpenLab ECM. Se a verificação de conectividade for bem sucedida, será exibida a mensagem **Conexão bem-sucedida**. Clique em **OK** para continuar. Caso o teste de conectividade falhe, o sistema voltará à tela **Itens adicionais**. Nesta tela você pode selecionar **Avançar** para executar o teste novamente. Caso o teste falhe novamente:
 - Digite um novo nome de servidor do OpenLab ECM e tente outro teste.
 - Entre em contato com o suporte interno para obter ajuda, caso não consiga se conectar ao servidor do OpenLab ECM.
 - Desmarque a caixa e execute a instalação sem o OpenLab ECM dessa vez. Será possível adicionar posteriormente esse aplicativo ao sistema de dados, quando um servidor for determinado
 - d Selecione **Avançar** para prosseguir para a tela **Execução de Registro de Auditoria Global**.

NOTA

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

- 5 Na tela **Configurações GATE**, escolha se os registros de auditoria devem ser automaticamente ativados nesta Estação de Trabalho. 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.

- 6 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 [“Instalação com script”](#) na página 35). 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.

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 27).

- 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.


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 da Edição EZChrom 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, deve-se preparar arquivos XML específicos, usando os respectivos assistentes do Instalador Principal da Edição EZChrom.

- 1 Inicie o Assistente de Instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS.
- 2 Siga as instruções conforme descrito em *Instale o Software* neste manual.
- 3 Quando chegar à tela **Summary** (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 determinada topologia (consulte [“Exportar como XML”](#) na página 35). 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
RestartRequired (Necessário Reinicializar)	17
RegistryCleanupError (Erro na limpeza do registro)	18

Tabela 2 Códigos de retorno

Código de Erro/Retorno	Valor de retorno
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 da Edição EZChrom avalia os produtos já instalados em seu sistema. Dependendo dos componentes instalados, o Instalador principal da Edição EZChrom oferecerá uma das opções a seguir:

- Iniciar uma nova instalação
- Atualizar
- Reparar

Caso um instalável necessário esteja faltando, o Instalador Principal da Edição EZChrom 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 discos devem ter sido copiados para uma pasta centralizada (veja [“Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação para uma pasta centralizada para instalação \(opcional\)”](#) na página 29). 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 a unidade onde os discos foram salvos.

Por exemplo: C:\CDS_DVD

- 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 a unidade onde os discos foram salvos.

Por exemplo: C:\CDS_DVD

- 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 36). Com o comando mostrado no exemplo, os componentes da Ferramenta de Verificação de Software (IQT) e Biblioteca de E/S (IOLibraries) da Edição EZChrom 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 do respectivo driver.

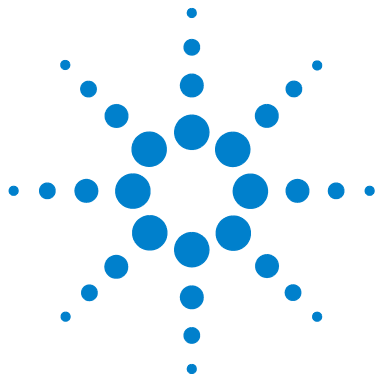
O que fazer em seguida?

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 primeira execução do aplicativo.

Para solicitar e fazer o download da *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. Isso é realizado pelo *Control Panel do OpenLab CDS*.



3 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 a Edição EZChrom do 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

Tarefas Pós-Instalação

Configurar o programa antivírus

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: <ul style="list-style-type: none">• 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.

- agilentiolibrariesservice.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

- 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 enquanto estiver registrado como este usuário.
- 5 Crie uma pasta de fila na máquina local. 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.



4 Procedimentos opcionais

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



Executar uma verificação de software depois da instalação 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.

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 (Advanced File Security, 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 da Edição EZChrom do OpenLab CDS para Administradores*.

- 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 da Edição EZChrom 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 Control Panel OpenLab 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 Control Panel do OpenLab**, insira o nome do usuário, a senha e o domínio do Administrador do Control Panel do OpenLab.
 - 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**.

Transformar uma Estação de Trabalho em uma Estação de Trabalho em Rede

Com Estações de Trabalho em Rede, você usa um servidor de OpenLab Shared Services separado para controlar o sistema. É possível acessar todas as informações fornecidas pelos OpenLab Shared Services a partir de qualquer Estação de Trabalho em Rede. Por exemplo, é possível ver em cada estação de trabalho quais instrumentos estão disponíveis e seus status atuais (on-line, off-line, erro, em funcionamento, não pronto, etc.). Também as licenças e as contas de usuário são gerenciadas de forma centralizada no servidor de OpenLab Shared Services.

NOTA

- O servidor do OpenLab Shared Services já deverá estar instalado. Consulte *Configuração e Instalação de Sistemas em Rede e Distribuídos* (CDS_NWSDS-Installation.pdf no disco 1).
- Assegure-se de que as versões da estação de trabalho e do Servidor de OpenLab Shared Services sejam idênticas. Caso contrário, atualize a sua estação de trabalho antes de fazer a transformação. Consulte “[Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom](#)” na página 73.

Para obter mais informações sobre o suporte temporário de sistemas de versões mistas durante uma fase de atualização, consulte o *Guia de Administração da Edição EZChrom do OpenLab CDS* (CDS_Admin.pdf no disco 1).

CUIDADO

Conflito de múltiplos instrumentos com o mesmo nome

Verifique se os instrumentos utilizados na estação de trabalho possuem um nome que já exista na rede. Se for o caso ou se não tiver a certeza:

- Antes de começar a transformação: copie os dados, métodos e as sequências do instrumento relevante para uma pasta de backup local. Em seguida, exclua o instrumento da estação de trabalho.
- Após a transformação, configure um novo instrumento e copie novamente os dados a partir da pasta local.

- 1** Na tela do Instalador Principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS, selecione **Manutenção**.
- 2** Selecione **Transformação de uma Estação de Trabalho Independente OpenLab em uma Estação de Trabalho em Rede**.
- 3** Digite o nome do servidor e o serviço de autenticação usado pelo servidor.
Se o servidor necessitar de autenticação, serão solicitadas as credenciais de um administrador do OpenLab Shared Services.
- 4** Inicie a transformação.
Todos os instrumentos serão registrados no Servidor de OpenLab Shared Services.

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 Altere as chaves de registro a seguir:

- Em sistemas de 32 bits e 64 bits:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\SystemCertificates\AuthRoot]
```

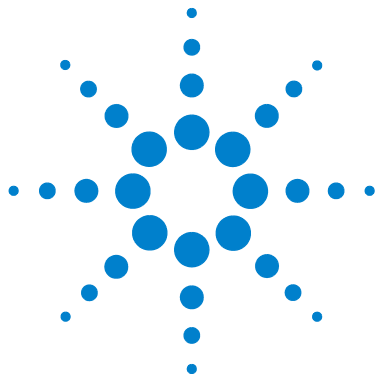
```
"DisableRootAutoUpdate"=dword:00000001
```

- 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.



5 Licenciamento

Este capítulo contém informações sobre como obter e instalar uma licença.



Sobre a licença da Edição EZChrom 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 procedimento a seguir para gerar e baixar a licença para o seu sistema da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

Se não possuir acesso à internet, vá para a seção “[Outros Meios para Obter uma Licença](#)” na página 60.

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.

- 8 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

- 1 Efetue login no SubscribeNet usando seu endereço de e-mail e senha.
- 2 Selecione a conta da SubscribeNet associada a esse Código de Autorização caso tenha mais de uma conta.
- 3 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
- 4 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 de Geração de Licença da Edição EZChrom do OpenLab CDS 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:

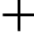
O Código de autorização é um código alfanumérico na legenda contida em um envelope de cor lavanda. Se tiver recebido mais de um código, forneça todos os códigos para que todas as licenças solicitadas sejam atribuídas à sua conta.

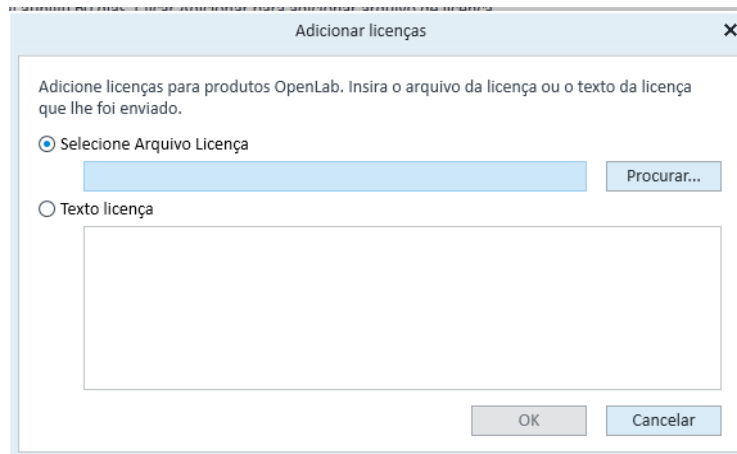
3 Como receber a licença:

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

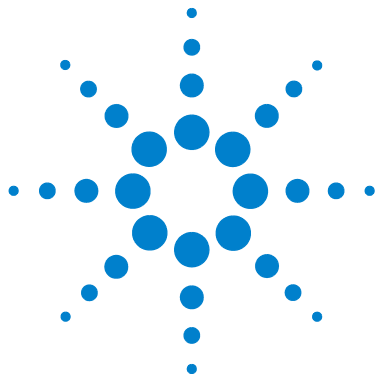
A licença deve ser adicionada ao sistema usando o Control Panel.

- 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.



6 Configurar a Edição EZChrom do 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.



Autenticação

Provedor de Autenticação

Os provedores de autenticação costumam fornecer a identidade dos usuários que se conectam ao sistema. Os OpenLab CDS Shared Services oferecem suporte aos seguintes provedores de autenticação:

- **Nenhum**

Neste modo, nenhuma tela de login é exibida ao acessar o OpenLab Control Panel. O usuário é conectado automaticamente ao aplicativo com segurança desativada. Todas as entradas do registro gravarão o usuário como "Anônimo". Com o provedor de autenticação **Nenhum**, as nós Política de Segurança e Gerenciamento de Usuário ficam indisponíveis no OpenLab Control Panel.

NOTA

Com o provedor de autenticação **Nenhum**, quaisquer registros de atividades exibirão um operador genérico do **Sistema** sem nenhuma identificação adicional. Isto não é recomendável para ambientes regulados.

- **Interno**

Neste modo, as credenciais do usuário são criadas armazenadas no banco de dados dos OpenLab Shared Services. É solicitada a criação de uma conta de administrador para os OpenLab CDS Shared Services antes da configuração de outros usuários. Este é o único modo em que você pode criar novos usuários no sistema.

- **Domínio do Windows**

Usuários existentes do Windows são importados para os OpenLab CDS Shared Services. A autenticação é feita por um domínio de Diretório ativo do Windows ou um Domínio NT 4.0 no Enterprise. Os Shared Services usam apenas a identidade e senha dos usuários mapeados; as funções e os privilégios da Edição EZChrom do OpenLab CDS ainda são configurados com os Shared Services.

- **ECM**

Neste modo, um sistema OpenLab ECM é responsável pela autenticação. Quando o OpenLab Control Panel é iniciado, o aplicativo solicitará as credenciais do ECM para validar o usuário. É possível escolher um usuário ECM existente como administrador para Shared Services. A função Pesquisar ajuda a encontrar usuários do ECM específicos. Os Shared Services usam apenas a identidade e senha dos usuários mapeados; as funções e os privilégios da Edição EZChrom do OpenLab CDS ainda são configurados com os Shared Services.

Configurar autenticação

- 1 Inicie o Control Panel.
- 2 Navegue até **Administração**.
- 3 No painel de navegação, selecione **Configuração do sistema**.
- 4 Na faixa de opções, clique em **Editar configurações do sistema**.
- 5 Selecione o provedor de autenticação necessário na lista suspensa e, em seguida, clique em **Próximo**.
- 6 Forneça as credenciais de usuário:
 - a Para o **Domínio do Windows**: Selecione a caixa de seleção para utilizar um usuário de domínio e forneça as credenciais do usuário com os direitos para obter informações sobre o usuário e o grupo. Em seguida, clique em **Selecionar conta** para abrir a caixa de diálogo **Pesquisar usuários** e selecione uma conta de administrador.
 - b Para **Interno**: Clique em **Criar Conta** para criar uma nova conta de administrador para a Edição EZChrom do OpenLab CDS.
- 7 Confirme suas configurações. Quando tiver concluído as configurações, o Control Panel reiniciará.

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

Com a autenticação interna, você cria os usuários necessários no Control Panel OpenLab. Com um sistema de autenticação externa, tal como o domínio do Windows, você importa os usuários.

Para definir quais usuários têm permissão para visualizar ou operar, a Edição EZChrom do OpenLab CDS oferece funções predefinidas e permite definir as suas próprias funções específicas. As funções estão equipadas com vários privilégios específicos.

Os usuários podem ser membros de mais de um grupo. É preciso atribuir uma ou mais funções específicas a cada grupo. Também é possível atribuir funções a usuários separadamente. Entretanto, por questões de clareza, é altamente recomendada a atribuição de funções apenas em nível de grupos. Cada membro de um grupo possui automaticamente todas as funções deste grupo.

- 1 Inicie o Control Panel e navegue até **Administração**.
- 2 No painel de navegação, selecione **Usuários, Grupos** ou **Funções**.
- 3 Crie novos itens ou edite os já existentes.

Criar ou importar usuários

Usar o Control Panel OpenLab 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 logon. Se isso não for necessário, desmarque a caixa de seleção **O usuário deve alterar senha no próximo logon**.
 - 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 70). 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 70). Por exemplo, um usuário possui a função **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 Control Panel do OpenLab 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**. Eles podem ser combinados a outros módulos LC selecionados. 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.

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 Confirme suas configurações

Para mais informações sobre o número de conexões de instrumentos suportadas, consulte o *Guia de Requisitos*.

Configurar o Servidor de Impressão no OpenLab

Se você tiver instalado o Servidor de Impressão Agilent OpenLab CDS:

- 1 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 47).
 - **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.

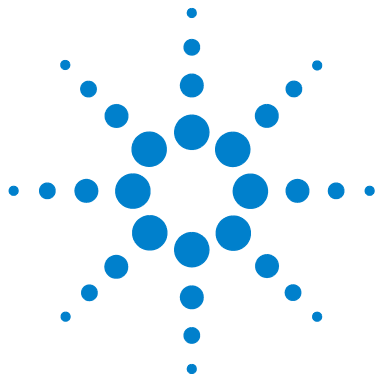
Se você definir a opção **Definir como monitor** como **não**, o servidor de impressão não irá monitorar esta pasta e enviar os arquivos para a impressora.

- 8 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 algo no servidor de impressão em uma estação de trabalho: Selecione a impressora na seção **Imprimir cópia** da tela ao iniciar um ciclo único, ao iniciar uma sequência ou ao reprocessar.



7

Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom

Este capítulo descreve a atualização da Edição EZChrom A.04.0x.



Planejar a atualização do EZChrom A.04.0x

Antes de atualizar, tome as seguintes decisões básicas.

Você pretende executar o EZChrom no Windows 10?

A atualização em vigor do Windows 7 ou 8.1 para o Windows 10 em uma estação de trabalho EZChrom existente não é suportada.

As implicações são:

- Você terá que instalar a Edição EZChrom A.04.09 no seu novo PC com o Windows 10. Consulte [“Tarefas Pós-Instalação”](#) na página 44.
- Você terá que mover seus dados para o novo sistema.

Você está usando o Add-on M8370AA do OpenLab Data Analysis?

Nesse caso, recomendamos que o seu sistema operacional Windows 7 seja mantido ou que seja feito o downgrade para Windows 7. O complemento de análise de dados M8370AA OpenLab não faz parte da Edição EZChrom A.04.09. Não é suportado pelo Windows 10.

Você quer manter seu sistema operacional Windows 7 atual e apenas atualizar o EZChrom?

Consulte [“Atualizar EZChrom para A.04.09”](#) na página 75.

Atualizar EZChrom para A.04.09

O procedimento para atualizar o EZChrom A.04.09 depende da revisão de sua Edição EZChrom atualmente instalada. Uma atualização direta só é suportada a partir do A.04.07 SR2 ou acima.

- *Rev. A.04.07 SR2 ou posterior:* Execute o assistente de atualização. EZChrom será atualizado para A.04.09.

Se o seu sistema estiver configurado para usar um dos seguintes drivers ELSD (G7102A, G4261A/B ou G4260A/B), o driver ELSD será atualizado para a versão A.01.07.

O Control Panel permanecerá na rev. A.02.02. Essa versão ainda suporta o complemento de análise de dados OpenLab. Uma etapa separada seria necessária para atualizar para o OpenLab Control Panel rev. 2.3

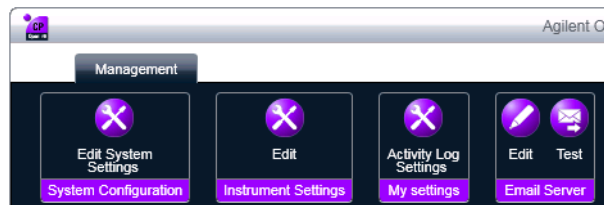


Figura 1 Interface de usuário do Control Panel A.02.02

- *Rev. A.04.06 ou anterior:*

Desinstale o antigo EZChrom e instale A.04.09.

Se o seu sistema estiver configurado para usar um dos seguintes drivers ELSD (G7102A, G4261A/B ou G4260A/B), desinstale o driver ELSD usando a opção Adicionar/Remover do Painel de Controle do Windows. Consulte o documento *ReleaseNotes_ELSD_RCNETDriver_A.01.07.pdf* fornecido na pasta **Disk5\Docs\ENU** da mídia de instalação para obter instruções de atualização.

Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom

Atualizar EZChrom para A.04.09

O Control Panel rev. 2.3 está incluído nas instalações da EZChrom A.04.09. Esta versão do Control Panel possui uma aparência diferente.

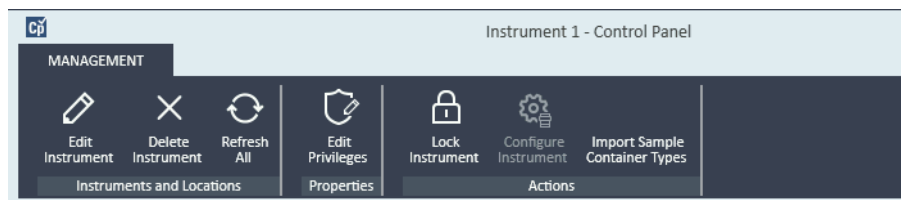


Figura 2 Interface de usuário do Control Panel 2.3

O Add-On do OpenLab Data Analysis não é mais suportado com esta versão do Control Panel.

Atualização da Licença

Obter o arquivo de licença atualizado

Será necessário atualizar as licenças no SubscribeNet antes de atualizar para a próxima versão da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Recomendamos que atualize suas licenças de estação de trabalho *antes* de atualizar o software principal/core. As estações de trabalho independentes que estão atualizadas com a nova versão de software core, sem uma licença de estação de trabalho nova, não vão funcionar enquanto as licenças não forem adicionadas ao OpenLab Control Panel.

Se possuir a subscrição SMA, faça o seguinte para atualizar suas licenças:

- 1 Durante o processo seguinte, será pedido, no SubscribeNet, que insira o nome do host e o endereço MAC da estação de trabalho em que a Edição EZChrom do OpenLab CDS já está instalada.

Para obter o nome do host e o endereço MAC, abra o Control Panel e acesse a seção **Administração > Licenças**. Anote o nome do host e use a função **Copiar endereço MAC** ou **Guardar endereço MAC** para obter o endereço MAC.

- 2 Acesse Entrega de Licenças e Software Eletrônico Agilent (<https://agilent.subscribenet.com/>).
- 3 Acesse **Gerenciar Licenças por Host**. No campo **ID do host**, introduza o endereço MAC anotado anteriormente e clique em **Pesquisar**.

Se o nome do host em questão não surgir, você pode estar gerenciando suas licenças em várias contas SubscribeNet. Você precisará fazer login nessas contas para atualizar as licenças dessas estações de trabalho.

- 4 Se sua(s) licença(s) for(em) elegível(is) para uma atualização, você verá o botão **Atualizar Tudo**. Caso contrário, você precisará contatar seu representante de vendas Agilent para renovar o Acordo de Manutenção de Software. Para continuar a gerar a licença de atualização, clique no botão.

- 5 Na página **Atualizar Todas as Licenças do Host de Licenças**, analise os dados e confirme clicando em **Atualizar Tudo**.

Esta função atualiza o arquivo de licença para a versão mais recente. O SubscribeNet enviará um e-mail com um novo arquivo de licença.

- 6 Coloque o novo arquivo de licença em seu sistema (consulte [“Adicionar o arquivo de licença atualizado ao sistema”](#) na página 78.

Se possuir várias estações de trabalho independentes, repita esta etapa para cada estação de trabalho individual.

Tenha em atenção que o endereço MAC de cada estação de trabalho corresponde ao nome do arquivo. Isto ajuda a identificar o arquivo de licença correto que precisa importar para o Control Panel da estação de trabalho.

Adicionar o arquivo de licença atualizado ao sistema

Caso tenha comprado novas opções, tais como controles de instrumentos adicionais ou licenças de cliente, e tiver voltado a gerar sua licença no SubscribeNet, o arquivo de licença atualizado precisará ser novamente aplicado ao sistema.

- 1 Inicie o Control Panel em qualquer máquina conectada ao sistema onde será instalada a licença.
- 2 Navegue até **Administração > Licenças**.
- 3 Na faixa de opções, clique em **Remover licença**.
- 4 Na faixa de opções, clique em **Adicionar licença**.
- 5 Pesquise e abra o arquivo de licença (.lic), salvo durante o processo de geração da licença no SubscribeNet.
- 6 Reinicie os seguintes serviços Windows:
 - **Servidor Licença Agilent OpenLab**
 - **Suporte de Licenciamento do Agilent OpenLab**

Executar o assistente de atualização

- 1 Na tela **Planejamento** do Instalador Principal da Edição EZChrom, alterne para a tela **Instalação**.
- 2 Selecione **Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
Se a Edição EZChrom do OpenLab CDS já estiver instalada, este procedimento abrirá automaticamente o **Assistente de Atualização da Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 3 A licença da estação de trabalho deve atualizada. Ver [“Atualização da Licença”](#) na página 77.
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 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**. Clique em **Avançar**.
Uma vez ativada, a opção de registros de auditoria não pode ser desativada novamente.
- 7 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.
- 8 Depois de terminar a atualização, selecione **Concluir** para fechar o **Assistente de Atualização da Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
A configuração de instrumentos pode permanecer inalterada após a atualização.

Atualizar para a Versão mais Recente da Edição EZChrom

Executar o assistente de atualização

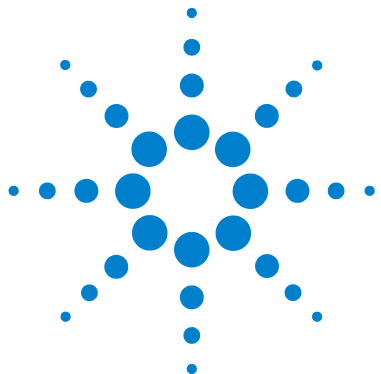
NOTA

No caso de instrumentos 35900, um driver *clássico* é automaticamente instalado pelo Instalador Principal da Edição EZChrom. 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

Drivers clássicos que comecem A.04.08 para coletores de frações não são suportados. Você tem que mudar a configuração do instrumento e criar novos métodos com drivers RC.NET.



8

Desinstalar o software

Este capítulo contém informações sobre a desinstalação com o uso do Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS. Também descreve tarefas a realizar após a desinstalação, as quais são essenciais se pensa reinstalar EZChrom no mesmo computador.



Sobre a desinstalação

NOTA

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

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

Para sua conveniência, o Instalador Principal da Edição EZChrom 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 da Edição EZChrom o guiará pelas etapas de desinstalação.

NOTA

Não utilize a ferramenta de desinstalação do Windows para desinstalar a Edição EZChrom do OpenLab CDS.

Execução do Assistente de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS

- 1 Para Windows 7, selecione **Iniciar > OpenLab > Desinstalar Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
Para Windows 10, selecione **Iniciar > Desinstalar Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
- 2 Selecione **Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS**.
O **Assistente da Edição de Desinstalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS** é aberto.
- 3 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.
- 4 Na tela **Resumo**, em **Desinstalação de componentes da Edição EZChrom do OpenLab CDS**, há uma lista dos componentes a serem desinstalados.
- 5 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.
- 6 Quando a desinstalação estiver concluída, clique em **Concluir** para fechar o assistente de desinstalação.



9

Assistência de Vendas e Suporte

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

<https://www.agilent.com/en-us/contact-us/page>



www.agilent.com

Neste livro

Este guia de instalação
fornece instruções para
instalar e configurar as
estações de trabalho
Edição EZChrom do
OpenLab CDS da Agilent.

© Agilent Technologies 2010-2018

Impresso na Alemanha
07/2018



M8201-99078



Agilent Technologies