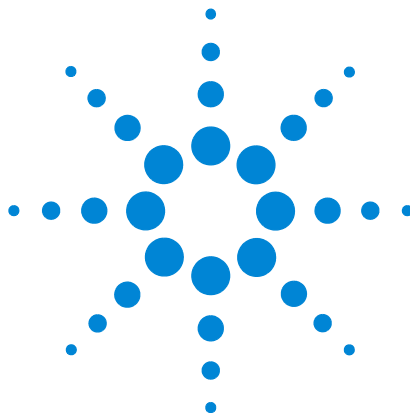




Agilent OpenLab CDS EZChrom Edition

Guia de Administração



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:

M8201-99088

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 sequenciais 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 manual descreve os conceitos da edição EZChrom do OpenLab CDS (arquitetura do sistema, estratégia de licenciamento, integridade de dados) e sua administração através do OpenLab Control Panel. Além disso, ele contém informações específicas sobre a administração da Edição EZChrom do OpenLab CDS.

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

1 Conceitos Arquitetônicos

Este capítulo apresenta uma visão geral dos conceitos básicos da arquitetura da Edição EZChrom do OpenLab CDS da Agilent. Em seguida, o termo EZChrom refere-se à Edição EZChrom do OpenLab CDS.

2 OpenLab Control Panel

Ao usar o OpenLab Control Panel, é possível acessar os recursos de controle do OpenLab CDS Shared Services, tais como a política de segurança, configuração da central ou o status do laboratório, de forma simples e rápida. Esses recursos são descritos mais detalhadamente neste capítulo.

3 Servidor OpenLab CDS Shared Services

Este capítulo descreve a ferramenta OpenLab Server Maintenance.

4 Administração específica ao EZChrom

Este capítulo descreve os procedimentos e ferramentas de failover para a administração AIC.

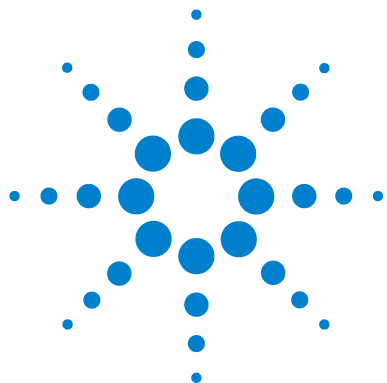
5 Apêndice

Este capítulo contém informações sobre os privilégios usados na EZChrom e sobre os recursos de licença de driver para instrumentos de outros fornecedores além da Agilent.

Índice

1	Conceitos Arquitetônicos	7
	Visão geral	8
	Arquitetura do sistema OpenLab CDS	9
	Estação de Trabalho	9
	Estação de Trabalho em Rede	10
	Sistemas distribuídos	11
	Retrocompatibilidade Durante a Atualização	16
	Licenciamento do OpenLab CDS	21
	Estrutura geral do produto	21
	Tipos de Licença	23
	Esquema de Licenciamento	23
	Gerenciador de licenças Flexera	25
	Atualização da Licença	26
	Integridade dos Dados e Segurança	27
	Segurança	27
	Integridade dos Dados	28
2	OpenLab Control Panel	29
	Gerenciamento de projeto	30
	Gerenciamento de instrumentos/Status do laboratório	30
	Gerenciamento de Licenças	32
	Registro de Atividades do Sistema	33
	Diagnósticos	34
	Relatórios administrativos	35
	Provedor de autenticação	36
	Configurar o provedor de autenticação e o local de armazenamento	37
	Política de segurança	39

Gerenciamento de Usuários	41
Usuários	41
Grupos	43
Funções e Privilégios	43
Funções específicas para projetos ou instrumentos individuais	44
3 Servidor OpenLab CDS Shared Services	45
Manutenção de Shared Services	46
Usar as funções de backup e restauração	47
Configurar o acesso ao domínio do Windows	49
Gerenciamento das configurações do servidor	50
Procedimentos de Manutenção	51
Atualizar Estatísticas do Banco de Dados	51
Procedimentos para Banco de Dados PostgreSQL	51
Procedimentos para Servidor SQL	52
Monitorar Utilização de Recursos no Servidor OpenLab CDS Shared Services	53
Boas Práticas Adicionais	53
4 Administração específica ao EZChrom	55
Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS	56
Driver AIC e Ferramenta de Instalação	63
Usar o Driver AIC e a Ferramenta de Instalação	63
Alterar a senha da Conta de Serviço do Instrumento	65
Alterar a senha do Administrador AFS	66
5 Apêndice	69
Privilégios no OpenLab Control Panel	70
Privilégios administrativos	76



1

Conceitos Arquitetônicos

Este capítulo apresenta uma visão geral dos conceitos básicos da arquitetura da Edição EZChrom do OpenLab CDS da Agilent. Em seguida, o termo EZChrom refere-se à Edição EZChrom do OpenLab CDS.



Visão geral

A Edição EZChrom do OpenLab CDS contém os seguintes módulos de interface e software:

- Control Panel
O Control Panel é a interface do usuário que garante acesso aos componentes do OpenLab CDS, além das funções administrativas usadas no gerenciamento dos recursos de Shared Services.
- Shared Services
- Esses serviços oferecem acesso central, configuração central, status do laboratório e controle remoto dos instrumentos. As funções centrais podem ser usadas por todos os módulos do OpenLab.
- Geração de Relatório
- Módulo de análise de dados, controle de instrumentos e aquisição de dados
- Armazenamento de Dados Central/Sistema de Arquivos (Content Management fornecido pelo OpenLab Server)

Arquitetura do sistema OpenLab CDS

Estação de Trabalho

Em uma estação de trabalho, todos os componentes (Shared Services, CDS, Control Panel) são instalados no mesmo computador.

A imagem a seguir mostra a configuração de uma Estação de Trabalho do OpenLab CDS. Você pode ter vários instrumentos em uma estação de trabalho (consulte o guia *Requisitos da Edição EZChrom do OpenLab CDS*).

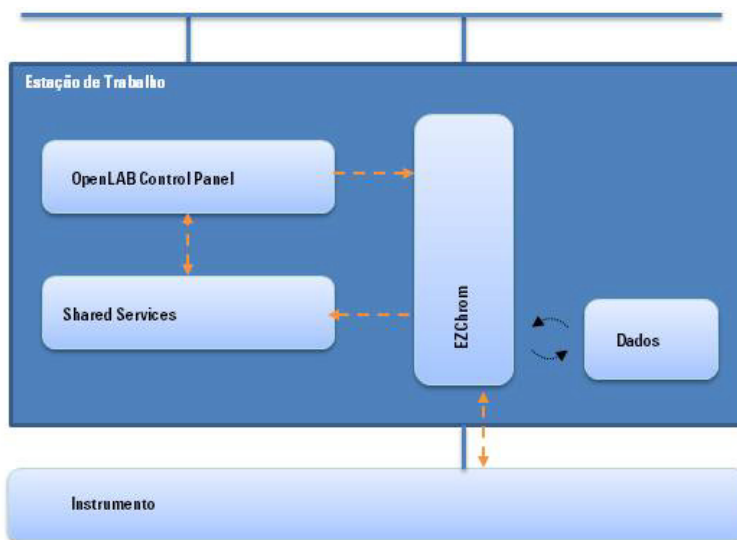
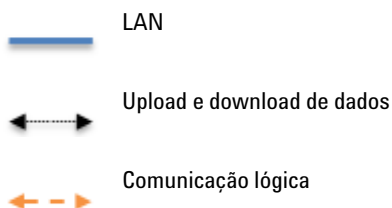


Figura 1 Estação de Trabalho do OpenLab CDS



Estação de Trabalho em Rede

Em laboratórios maiores com muitos instrumentos em uma rede, você pode instalar Shared Services em um servidor *OpenLab CDS Shared Services* ou um *Servidor OpenLab 2.3* dedicado. As Estações de Trabalho em Rede oferecem administração central de usuários, funções e licenciamento.

O status do instrumento pode ser visualizado a partir de qualquer Estação de Trabalho em Rede. Contudo, só é possível iniciar e configurar instrumentos através do computador específico no qual o instrumento foi configurado.

A imagem a seguir mostra uma configuração de estação de trabalho em rede do OpenLab CDS. Podem existir diversas Estações de Trabalho como parte de um sistema de Estações de Trabalho em Rede. A imagem mostra apenas uma instância do EZChrom, mas é possível configurar diversas instâncias e instrumentos associados na mesma máquina.

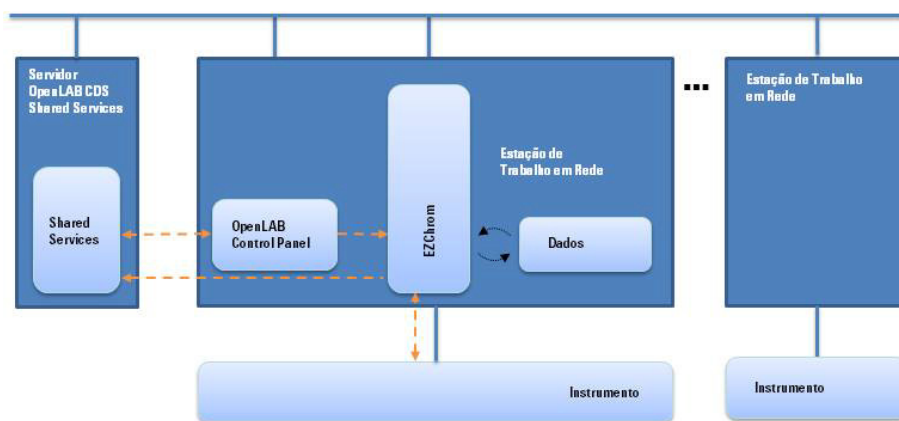
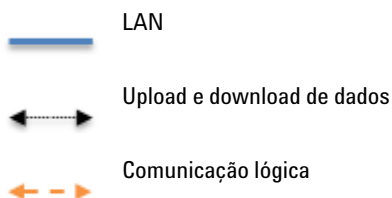


Figura 2 Estação de trabalho em rede do OpenLab CDS



É possível usar a configuração da Estação de Trabalho em Rede da Edição EZChrom do OpenLab CDS com ou sem armazenamento de dados central. Se você estiver conectado a um repositório central de dados, os dados armazenados na estação de trabalho são sincronizados com o repositório central.

Se você usar Content Management fornecido pelo Servidor OpenLab, Content Management e Shared Services são instalados em um servidor. No caso dos sistemas OpenLab ECM, são necessários servidores do Shared Services separados por servidor ECM.

Com a Edição EZChrom, você também pode usar um compartilhamento de arquivos em rede (o Caminho Corporativo) para armazenar seus dados.

Sistemas distribuídos

Com a EZChrom instalada como um Sistema Distribuído, é possível acessar e operar instrumentos a partir de qualquer PC de cliente EZChrom no sistema.

Assim como na instalação da Estação de Trabalho em Rede, o OpenLab Control Panel fornece uma visão geral de todos os instrumentos no sistema. É possível acessar todas as informações fornecidas pelo Shared Services a partir de qualquer cliente EZChrom. Por exemplo, é possível ver quais instrumentos estão disponíveis em cada local e seus status atuais (on-line, off-line, erro, em funcionamento, não pronto, etc.).

Ao contrário da instalação da Estação de Trabalho em Rede, em um Sistema Distribuído é possível configurar, iniciar e controlar qualquer instrumento a partir de qualquer PC de cliente EZChrom.

A configuração do sistema distribuído permite que seja realizado um trabalho mais flexível com sessões de instrumento. Você pode, por exemplo, iniciar um instrumento on-line, iniciar uma sequência e, então, desconectar apenas o cliente CDS enquanto o instrumento continua a ser executado na máquina AIC (Controladores de Instrumentos Agilent). Você ou outro usuário poderá, posteriormente, se conectar a este instrumento a partir de outro Cliente EZChrom para concluir o trabalho no instrumento on-line ou analisar os dados.

Arquitetura do EZChrom

NOTA

A configuração do Sistema Distribuído é suportada com o Compartilhamento de Arquivos em Rede, o OpenLab Server ou o OpenLab ECM.

Em um Sistema Distribuído EZChrom, os instrumentos são configurados e controlados a partir do PC Cliente, através da conexão do instrumento no AIC. O AIC é um PC normal e pode controlar até quatro Clientes EZChrom. É possível acessar a instância do servidor EZChrom em uma máquina AIC a partir de qualquer Cliente EZChrom com a EZChrom instalada. Quando você fecha o aplicativo EZChrom no cliente CDS, você se desconecta da instância do servidor EZChrom sendo executada no AIC. A instância do servidor EZChrom continua sendo executada no AIC até que a conexão seja fechada no OpenLab Control Panel.

Os arquivos são gravados em um compartilhamento de arquivos. Ao usar o armazenamento de dados central, os dados são sincronizados com o repositório central de dados. A figura a seguir mostra a arquitetura do sistema do EZChrom com OpenLab ECM.

Se você usar Content Management fornecido pelo Servidor OpenLab, Content Management e Shared Services são instalados em um servidor. No caso dos sistemas OpenLab ECM, são necessários servidores do Shared Services separados por servidor ECM.

Com a edição EZChrom, também é possível usar um armazenamento de dados central com base em arquivos.

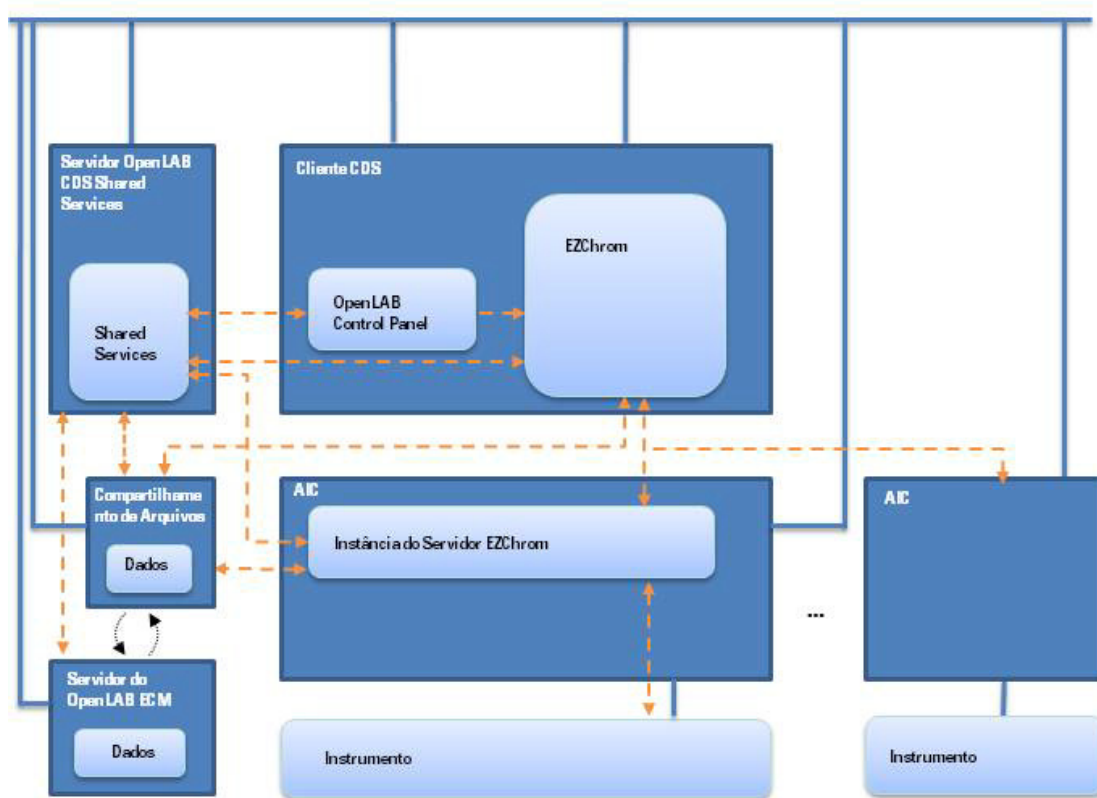
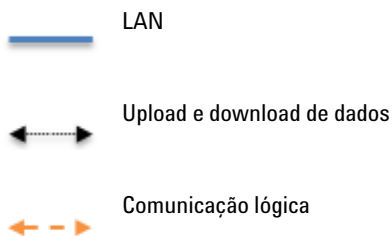


Figura 3 Edição EZChrom com Sistema distribuído com Sistema Distribuído com ECM



Estações de Trabalho em Rede em Sistemas Distribuídos

Quando um instrumento não pode ser controlado por um AIC ou necessita ser isolado e controlado por um único computador, você pode adicionar uma ou mais Estações de Trabalho em Rede a um ambiente Distribuído.

A figura seguinte mostra uma topologia mista com uma Estação de Trabalho em Rede, um Cliente CDS, um AIC e um armazenamento de dados central. Você pode ter várias Estações de Trabalho em Rede, vários Clientes CDS e várias AICs nesta topologia.

Em um ambiente misto, você pode usar a Estação de Trabalho em Rede para acessar todos os instrumentos configurados nesta estação de trabalho e também a pode usar como um Cliente CDS para todos os instrumentos configurados em AICs. Os instrumentos configurados em uma Estação de Trabalho em Rede não podem ser controlados a partir de um Cliente CDS.

Os sistemas com a Edição ChemStation e a Edição EZChrom sendo controladas pelo mesmo servidor OpenLab CDS Shared Services não são suportados.

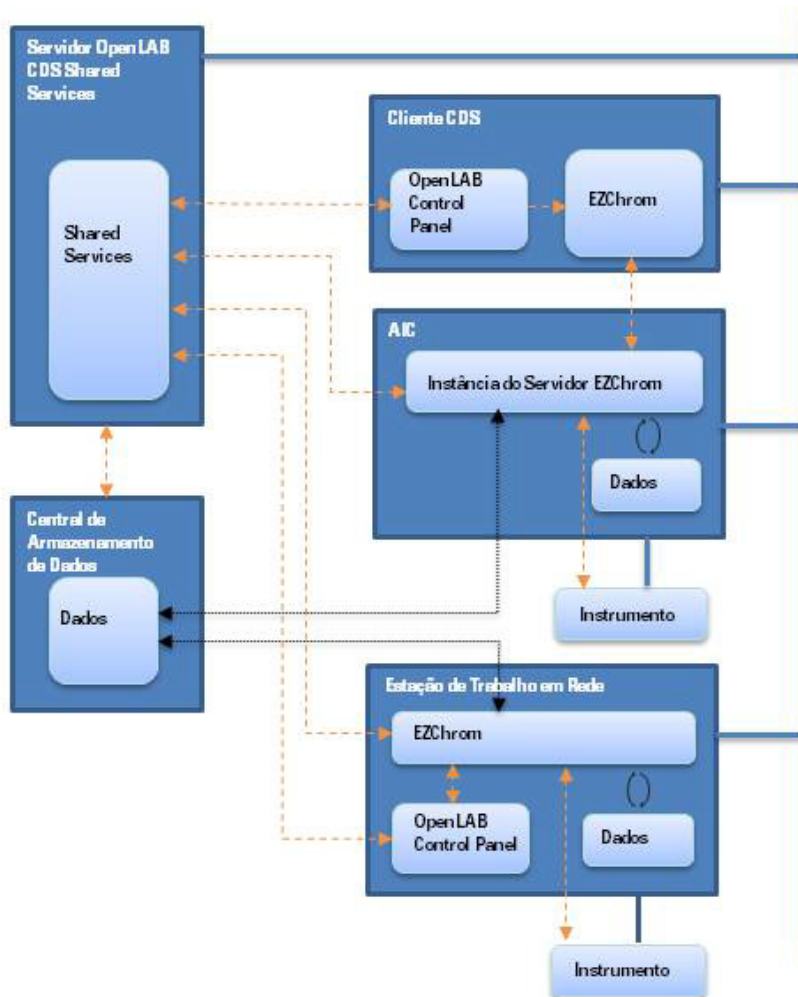
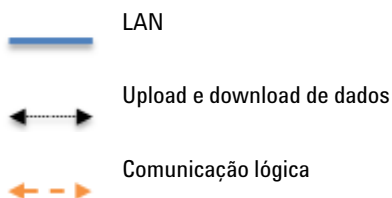


Figura 4 Topologia Mista



Retrocompatibilidade Durante a Atualização

A retrocompatibilidade foi introduzida no OpenLab Shared Services A.02.01 e OpenLab Data Store A.02.01 (em conjunto com EZChrom rev. A.04.06). Permite a operação laboratorial e minimiza o tempo de inatividade do laboratório durante um upgrade tendo a versão existente e a mais recente do sistema de dados no mesmo ambiente Distribuído ou Em Rede. O ambiente com versões diferentes só deve ser usado durante a fase de upgrade. Os procedimentos devem estar disponíveis para que os clientes e as estações de trabalho mais antigos não sejam utilizados para acessar e reprocessar dados criados pelos clientes e pelas estações de trabalho mais novos.

Durante a fase de upgrade, os separadores **Instrumentos** e **Projetos** ficarão plenamente funcionais na revisão existente do Painel de Controle. Você pode começar operando um instrumento que tenha sido configurado e que esteja sendo executado antes da atualização. Devem ser realizadas tarefas administrativas, como a adição de usuários ou alteração de senhas na revisão mais recente do software. Nenhuma outra funcionalidade é suportada até que a atualização do sistema seja concluída.

A tabela a seguir mostra a compatibilidade entre a edição EZChrom com o Servidor OpenLab Shared Services durante uma atualização:

	OpenLab Shared Services A.02.01	OpenLab Shared Services A.02.02	OpenLab CDS Shared Services 2.1	OpenLab CDS Shared Services 2.3
EZChrom A.04.04	Sim com Hotfix OLSSA010405 ¹	Não	Não	Não
EZChrom A.04.05	Sim com Hotfix OLSSA010501	Sim com Hotfix OLSSA010501	Não	Não
EZChrom A.04.06	Sim	Sim	Não	Não
EZChrom A.04.07	Não	Sim	Sim	Não
EZChrom A.04.08	Não	Sim	Sim	Não
EZChrom A.04.09	Não	Não	Não	Sim

1 obtenha os Hotfixes/atualizações mais recentes com SubscribeNet

A tabela seguinte mostra a compatibilidade entre a edição EZChrom com o OpenLab Data Store e Servidor OpenLab durante uma atualização:

	Data Store A.02.01	Data Store A.02.02	Data Store 2.0	Servidor OpenLab 2.1	Servidor OpenLab 2.3
EZChrom A.04.04	Sim com Hotfix (OLSSA010405)	Não	Não	Não	Não
EZChrom A.04.05	Sim com Hotfix 01 (OLSSA010501)	Sim com Hotfix 01 (OLSSA010501)	Não	Não	Não
EZChrom A.04.06	Sim	Sim	Não	Não	Não
EZChrom A.04.07	Não	Sim	Não	Sim	Não
EZChrom A.04.08	Não	Sim	Não	Sim	Não
EZChrom A.04.09	Não	Não	Não	Não	Sim

NOTA

Podem ser usadas diferentes revisões durante a fase de atualização. A Agilent recomenda que as instalações tenham a mesma versão de software. A análise e aquisição de dados são compatíveis com a mesma versão do software utilizado pela última vez para o reprocessamento ou com uma versão mais recente do software.

Configuração combinada com EZChrom e OpenLab CDS 2.3

Um ambiente com um Servidor OpenLab 2.3 é compatível com o uso de OpenLab CDS 2.3 e clientes EZChrom A.04.09 e AICs.

Todos os instrumentos são visíveis em qualquer Estação de Trabalho em Rede ou de cliente.

Trabalho de rotina

Durante o trabalho de rotina, use os clientes EZChrom para acessar instrumentos que sejam controlados por um EZChrom AIC e use clientes OpenLab CDS 2.3 para acessar instrumentos controlados por um OpenLab CDS 2.3 AIC. O armazenamento de dados é fornecido pelo Servidor OpenLab 2.3. Ambos os ambientes compartilham o mesmo armazenamento.

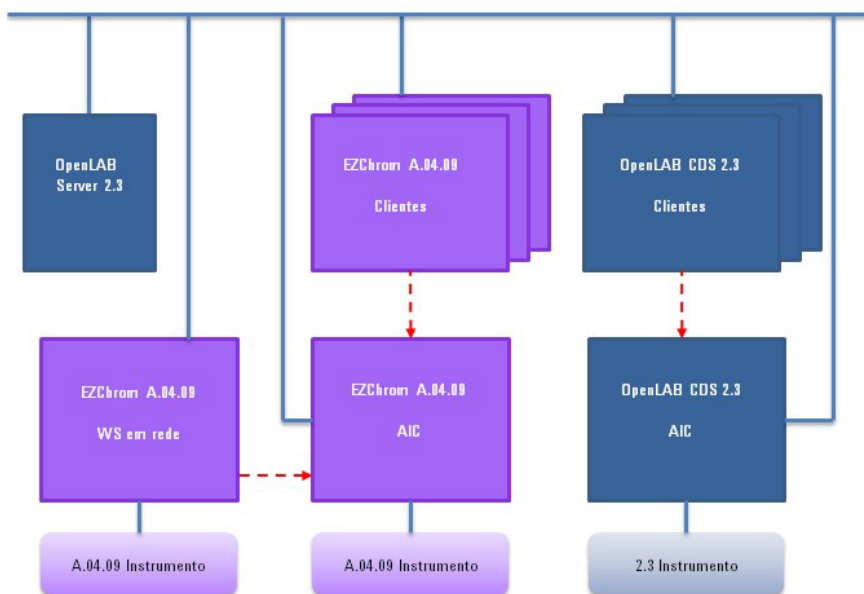


Figura 5 Trabalho de rotina com EZChrom A.04.09 e OpenLab CDS 2.3

Use uma estrutura de instrumento no Control Panel que o ajude a diferenciar os instrumentos.

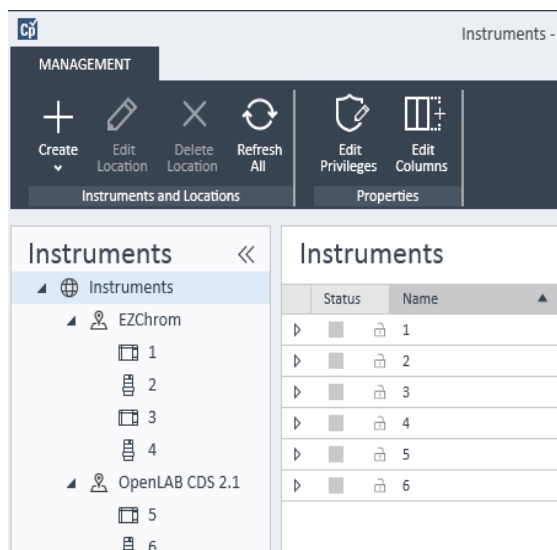


Figura 6 Exemplo da estrutura do instrumento

Migração

A configuração mista permite transferir os parâmetros de seu método de aquisição de sistemas EZChrom para abrir OpenLab CDS 2.3.

- 1 Configure o mesmo instrumento tanto no EZChrom AIC quanto no OpenLab CDS 2.3 AIC.
- 2 Inicie o instrumento a partir de um cliente EZChrom e carregue os parâmetros do método de aquisição no instrumento. Feche o EZChrom (uma desconexão simples não é suficiente).
- 3 Inicie o mesmo instrumento a partir de um cliente OpenLab CDS 2.3 e faça download dos parâmetros do método de aquisição a partir do instrumento. Salve com um novo nome de método.

Feche a conexão do instrumento antes de voltar a iniciá-lo a partir de um cliente EZChrom.

CUIDADO

Acesso ao instrumento a partir de sistemas diferentes

O instrumento pode ficar inacessível

→ Sempre inicie e feche instrumentos do mesmo sistema. Não inicie um instrumento de EZChrom e o feche a partir do OpenLab CDS 2.3 ou vice-versa.

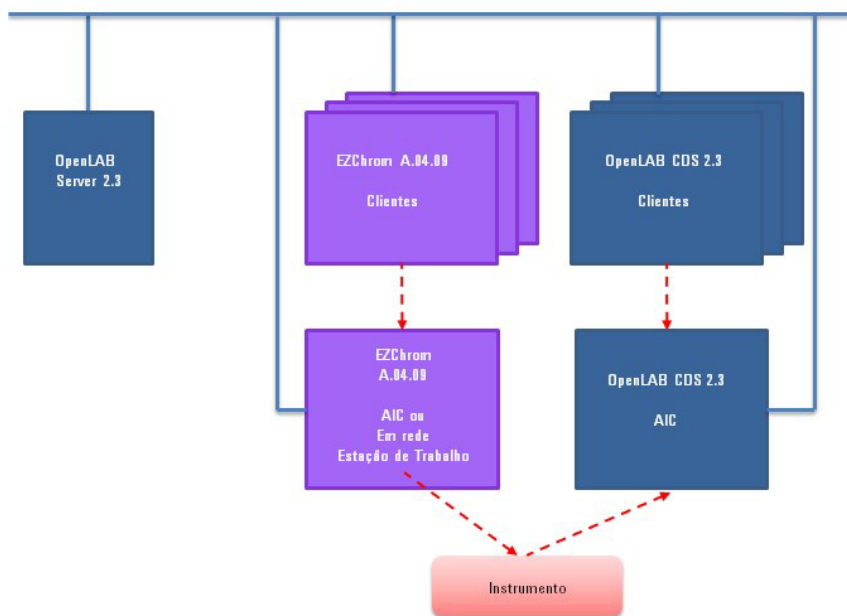


Figura 7 Transferência de ajustes do método da EZChrom para o OpenLab CDS 2.3

A transferência é unidirecional. Após a transferência, é possível usar o método EZChrom no sistema OpenLab CDS 2.3. Não é possível transferir métodos de aquisição do OpenLab CDS 2.3 para o EZChrom nem processar dados do OpenLab CDS 2.3 no EZChrom.

Licenciamento do OpenLab CDS

Este capítulo resume os principais componentes e características da Edição EZChrom do Agilent OpenLab CDS e destaca a estratégia de licenciamento destes componentes e recursos.

Relativamente a procedimentos para obter e instalar licenças, consulte o capítulo *Licenciamento* no respectivo guia de instalação.

Estrutura geral do produto

A Edição EZChrom do OpenLab CDS foi projetada para ser uma combinação de módulos de software para controle de instrumentos, aquisição e análise de dados (integração, quantificação e geração de relatórios), automação e personalização. Os produtos de instrumento único de técnica específica fornecem recursos de controle para uma determinada técnica de separação. Ex.: para uma cromatografia gasosa ou líquida. Uma configuração de instrumento único pode ser expandida através de módulos de software (complemento).

As seções abaixo descrevem os módulos do produto. Para obter mais informações sobre as licenças dos produtos, consulte “[Esquema de Licenciamento](#)” na página 23.

Módulo principal

O módulo principal fornece funções de análise de dados, automação e personalização (sem controle de instrumento) para as seguintes técnicas de separação:

- Cromatografia gasosa (GC)
- Cromatografia líquida (LC)
- Aquisição de dados analógicos com protocolo de evento externo (A/D)

Drivers de instrumento

Os drivers de instrumento único de técnica específica fornecem recursos de controle para as técnicas de separação listadas acima. Ao instalar mais de um driver de instrumento, a Edição EZChrom do Agilent OpenLab CDS é capaz de controlar mais de um sistema analítico, por exemplo, dois LCs, dois GCs ou um LC e um GC.

A capacidade de controle de instrumento da Edição EZChrom do OpenLab CDS pode ser expandida adquirindo módulos adicionais para permitir configurações de técnicas mistas.

Complementos

Os dados adquiridos costumam ser bidimensionais ("2D"), ou seja, através da medição da resposta do detector ao longo do tempo. Os Detectores Espectroscópicos podem fornecer dados tridimensionais ("3D"), ao medir a resposta do detector em um terceiro eixo (por exemplo, comprimento de onda ou intervalo de massa).

Para dados 3D, o módulo OpenLab CDS 3D UV Add-on permite análise e relatórios:

Tipos de Licença

A estratégia de licenciamento introduzida com a Edição EZChrom do OpenLab CDS ajuda-o a usar suas licenças de forma mais eficaz. Ao contrário das revisões do A.03.xx EZChrom, as licenças dos controles do instrumento, dos drivers e complementos são *licenças flutuantes*. Qualquer instrumento que seja iniciado solicita as licenças necessárias ao gerenciamento de licenças, e quando o instrumento é fechado, ele devolve as licenças. Sendo assim, você só precisa de licenças para cobrir o número máximo de instrumento em execução ao mesmo tempo, em vez de uma para cada instrumento instalado. A gestão de licença é acessada por meio do OpenLab Control Panel.

Existem dois tipos de licenças:

- As *Licenças contadas* são consumidas uma vez para cada software associado ou módulo de instrumento.
- As *Licenças compartilhadas* podem ser compartilhadas por PCs ou instrumentos. Por exemplo, a licença principal é uma licença compartilhada, ou seja, só é necessária uma licença por PC, não importando quantas instâncias EZChrom estejam sendo executadas.

Há uma licença de início por 60 dias para toda a instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS. O período de expiração começa com a instalação.

Esquema de Licenciamento

A [Figura 8](#) na página 25 mostra as licenças para a EZChrom em diferentes cenários de instalação:

- Estação de Trabalho
 - Abrir uma licença principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS
 - Licenças de complementos e instrumentos conforme necessárias. Até quatro instrumentos 2D LC ou GC podem funcionar na mesma estação de trabalho.
- Estação de Trabalho em Rede
 - Uma licença de servidor de OpenLab CDS Shared Services
 - Uma licença principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS para cada Estação de Trabalho em rede. É possível conectar mais do que uma Estação de Trabalho em rede ao Servidor do OpenLab CDS Shared Services.
 - Licenças de complementos e instrumentos conforme necessárias. Até quatro instrumentos 2D LC ou GC podem funcionar na mesma Estação de Trabalho em Rede.

- Sistema Distribuído
 - Uma licença de servidor de OpenLab CDS Shared Services
 - Uma licença principal da Edição EZChrom do OpenLab CDS e licença do complemento AIC para cada máquina AIC (Controlador de Instrumentos Agilent). É necessária uma licença AIC para cada AIC conectada ao servidor.
 - Licenças de complementos e instrumentos conforme necessárias. Até dez instrumentos 2D LC ou GC podem funcionar no mesmo AIC.

Para controlar instrumentos de outros fornecedores que não a Agilent, é necessária uma Licença de Controle de Instrumentos Agilent para além da licença de driver para o instrumento do outro fornecedor. Uma lista de licenças de drivers que estão disponíveis para instrumentos de outros fornecedores pode ser encontrada no *Guia de Firmware e Instrumentos Suportados*.

Para os instrumentos Agilent, as licenças de Controle de Instrumentos Agilent e as licenças de Driver Agilent são sempre fornecidas em conjunto. Elas são exibidas como uma licença de produto no Gerenciamento de Licença. É possível ver estes itens como linhas separadas apenas no próprio arquivo de licença.

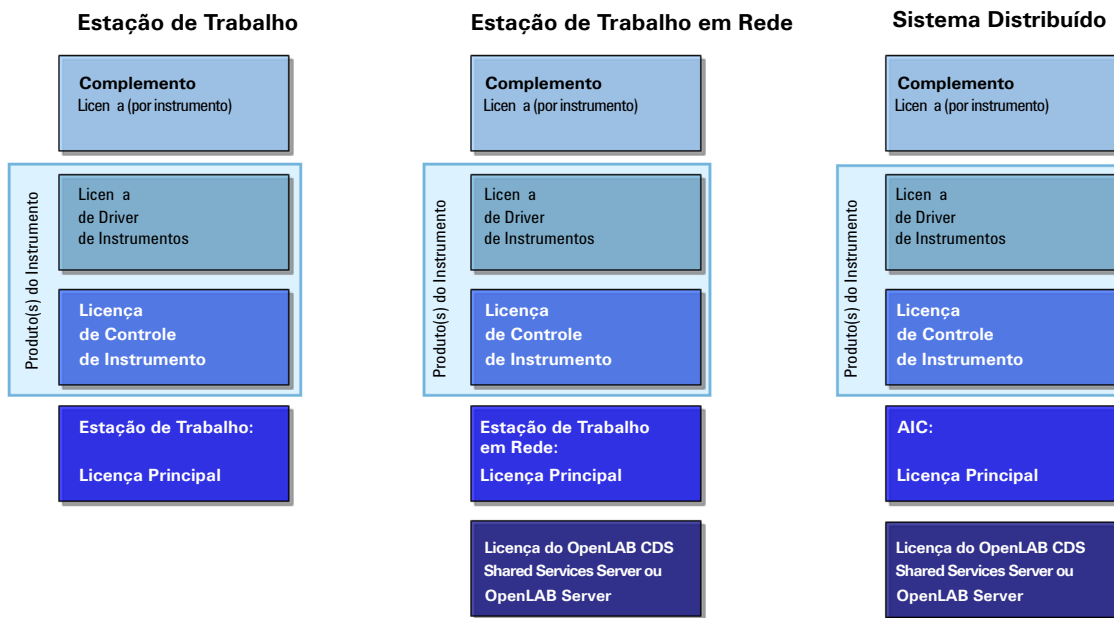


Figura 8 Esquema de licenciamento

Gerenciador de licenças Flexera

Os Shared Services usam uma ferramenta terceirizada chamada *FlexNet Producer Suite* da Flexera para gerenciar as licenças. Por padrão, os componentes necessários são instalados juntos com os OpenLab CDS Shared Services. O servidor da licença pode ser o PC local ou um servidor remoto do OpenLab CDS Shared Services.

O gerenciamento de licenças nos Shared Services precisa que um serviço Windows adicional seja executado. Esse serviço do Windows é chamado de *Servidor Agilent OpenLab License*. Este serviço deve ser executado no servidor onde as licenças serão gerenciadas. Sempre que um instrumento for iniciado, este solicita as licenças do serviço Servidor de Licenças. Sendo assim, só é possível iniciar um instrumento se este serviço estiver sendo executado.

Atualização da Licença

Se estiver atualizando a partir de uma versão mais antiga, 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 *antes* de atualizar o software 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 Acesse Entrega de Licenças e Software Eletrônico Agilent (<https://agilent.subscribenet.com/>).
- 2 Navegue até **Gerenciar Licenças por Host** e procure a máquina em que se encontra o servidor da sua estação de trabalho. Como alternativa, selecione a máquina na lista suspensa.

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.

- 3 Clique em **Atualizar Tudo** para atualizar todas as licenças neste host para a versão mais recente. Confirme a atualização na tela seguinte.

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

- 4 Coloque o novo arquivo de licença em seu sistema.

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

Em sistemas que incluem um servidor, você necessita somente de fornecer o arquivo de licença uma vez, visto que as licenças são gerenciadas no servidor central do servidor OpenLab CDS Shared Services.

Integridade dos Dados e Segurança

Este capítulo explica a segurança integrada e em que medida está em consonância com o CFR 21, parte 11 da FDA. Ele também explica os recursos de segurança do sistema fornecidos pelo OpenLab CDS Shared Services.

Segurança

A funcionalidade do OpenLab Control Panel relacionada à segurança inclui o seguinte (consulte “[OpenLab Control Panel](#)” na página 29 para obter mais detalhes):

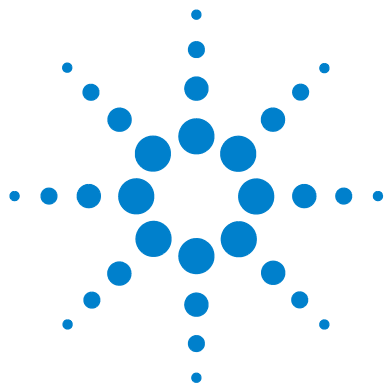
- Registro de Atividades do Sistema
- Seleção do provedor de autenticação
- Gerenciamento de Usuários
- Política de Segurança

Integridade dos Dados

Os dados de resultados são armazenados localmente ou em um repositório central de dados, dependendo da configuração da EZChrom instalada. Se os dados forem armazenados no sistema de arquivos local, o back-up dos dados deverá ser feito manualmente. Com a EZChrom, é possível atender por completo a 21 CFR Parte 11 em conjunto com o OpenLab ECM, OpenLab Data Store ou o Servidor OpenLab. Estes sistemas armazenam dados de CFR 21, parte 11 da FDA. Eles oferecem armazenamento seguro de dados com controle de acesso e um registro de auditoria. Os arquivos de dados possuem versões para garantir o rastreamento e a integridade dos dados. Além disso, o OpenLab ECM e o Servidor OpenLab fornecem assinatura eletrônica que permite aos usuários aprovar os dados. Os sistemas podem ser configurados para realizar arquivamento e back-up automático dos dados regularmente.

Além disso, com os sistemas em rede do OpenLab CDS, é possível usar também um compartilhamento de arquivos em rede para armazenar seus dados. Neste caso, você deve configurar a Segurança avançada de arquivos (AFS) para conformidade com 21 CFR Parte 11. A AFS oferece segurança aprimorada no caminho corporativo para prevenir qualquer acesso não autorizado para 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 usar o Domínio do Windows como o provedor de autenticação de Serviços Compartilhados.

Para obter mais informações sobre como configurar a AFS, consulte o guia *Instalação e configuração do sistema distribuído e em rede*.



2 OpenLab Control Panel

Ao usar o OpenLab Control Panel, é possível acessar os recursos de controle do OpenLab CDS Shared Services, tais como a política de segurança, configuração da central ou o status do laboratório, de forma simples e rápida. Esses recursos são descritos mais detalhadamente neste capítulo.



Gerenciamento de projeto

Um projeto é o conjunto de diretórios que armazenam métodos, dados, sequências e modelos relacionados. Os direitos de acesso individuais podem ser aplicados a cada projeto.

Os Grupos de Projetos podem ser usados para organizar projetos para corresponder à sua organização.

O painel Projetos fica disponível automaticamente quando o Control Panel é utilizado com a Edição EZChrom.

Gerenciamento de instrumentos/Status do laboratório

A opção **Instrumentos** no OpenLab Control Panel oferece uma visão geral de todos os instrumentos na rede ou na estação de trabalho. É possível ver as seguintes informações de todos os instrumentos, resumidas em uma única página:

- Status do instrumento (incluindo estado codificado por cores, corrida atual e status da corrida)

O status é armazenado e constantemente atualizado no banco de dados do Shared Services no qual o instrumento é armazenado. Pode ser monitorado por cada OpenLab Control Panel conectado ao servidor correspondente.

- Nome do instrumento
- Local do instrumento
- Tipo de instrumento
- Última mudança de configuração

Dependendo da configuração, estas informações podem ser acessadas somente a partir de um único PC ou de várias estações de trabalho em uma rede.

É possível criar uma árvore de diferentes posições no OpenLab Control Panel e adicionar instrumentos a esses locais. Com o uso de locais, é possível

organizar seus instrumentos, por exemplo, por departamento, por laboratório ou por bancada. Para cada instrumento, é possível fornecer informações básicas como nome, descrição e tipo de instrumento.

NOTA

Cenários mistos com instrumentos ChemStation e EZChrom não são compatíveis.

Dependendo dos privilégios na Edição EZChrom do OpenLab CDS, é possível realizar diversas operações nos instrumentos:

- Visualizar informações sobre o instrumento (status, detalhes, registro de atividades)
- Visualizar a árvore de instrumentos e locais
- Editar as informações do instrumento
- Configurar o instrumento

A configuração do instrumento é armazenada no AIC ou PC local, mas a ferramenta de configuração é acessada pelo OpenLab Control Panel.

- Iniciar o instrumento on-line ou off-line.

Estação de trabalho e estação de trabalho em rede: Pelo fato de a configuração do instrumento ser armazenada no PC local, só é possível iniciar instrumentos que estejam configurados neste mesmo PC.

Sistema distribuído: Como a configuração do instrumento é armazenada em um AIC, é possível iniciar todos os instrumentos remotamente através de qualquer cliente EZChrom na rede.

Seus privilégios podem ser diferentes dependendo dos locais e instrumentos (consulte "[Funções específicas para projetos ou instrumentos individuais](#)" na página 44).

Gerenciamento de Licenças

Esse serviço inclui a administração de todas as licenças necessárias para seu sistema.

Antes de adicionar um arquivo de licença, é preciso adquirir a licença e gerar o arquivo de licença usando o SubscribeNet. Para obter mais informações sobre como gerar novos arquivos de licença, consulte o capítulo *Licenciamento* no respectivo guia de instalação.

O Gerenciamento de licenças no Painel de controle fornece as seguintes funções:

- É possível adicionar arquivos de licença ao servidor de licenças.
- É possível acessar o monitor de licenças e visualizar as propriedades de todas as licenças instaladas em qualquer servidor de licenças.
- É possível remover arquivos de licença do servidor de licenças. Isto pode ser útil se um arquivo de licença inválido foi adicionado.
- É possível visualizar ou alterar o servidor de licenças.
- É possível visualizar, copiar ou salvar o endereço MAC do servidor de licenças.
- É possível navegar até a página web de Distribuição das Licenças do Software em Formato Eletrônico Agilent para obter uma licença.

As propriedades a seguir são exibidas para as licenças instaladas:

- **Recurso:** indica o tipo de licença usado.
- **Versão:** se uma licença tiver versões, é possível ver o número da versão. Para licenças que não possuam versões, a versão será sempre exibida como 1.0.
- **Em uso (Disponíveis):** isso indica o número de licenças que estão sendo usadas atualmente e, entre parênteses, o número total de licenças. Com a estratégia de licenciamento da EZChrom, uma licença só é usada enquanto uma instância do software estiver sendo executada (consulte “[Tipos de Licença](#)” na página 23).
- **Expiração:** se a licença só for válida para um determinado período, a data de expiração será exibida.

No painel **Alertas**, você é informado se o número de licenças disponíveis foi reduzido a zero para um recurso específico ou se você tiver iniciado uma instância do software que precise de uma licença não disponível no momento.

Registro de Atividades do Sistema

O Registro de Atividades do Sistema permite o acesso centralizado a todas as atividades do sistema. Ele contém informações sobre os vários eventos associados aos Shared Services ou a instrumentos específicos. É possível filtrar a lista para que exiba eventos de um determinado tipo, em um intervalo de tempo específico, criado por um certo usuário, ou que contenha uma determinada descrição.

Os seguintes tipos de eventos são registrados:

- Sistema (por exemplo, eventos específicos do Painel de Controle)
- Gerenciamento de Instrumentos (por exemplo, adição de instrumentos)
- Instrumento (por exemplo, mensagens de erro específicas de instrumentos)
- Controlador de instrumentos (por exemplo, adicionar uma nova Estação de Trabalho em Rede ou AIC)
- Usuário (por exemplo, adicionando um novo usuário ou alterando os privilégios de usuário)
- Grupo (por exemplo, adicionando um novo grupo de usuários ou alterando os privilégios de grupo)
- Segurança (por exemplo, eventos de login bem e malsucedidos)
- Licença (por exemplo, adicionar uma nova licença)

As mensagens podem vir de outros componentes, como o gerenciamento de usuários ou de um módulo de instrumento. As mensagens de instrumento incluem mensagens de erro, de sistema e de eventos. O EZChrom registra esses eventos em seu próprio ambiente, mas também os envia para o log de atividades do sistema. O Registro de Atividades do Sistema registra esses eventos, tenham sido alertados ou não. Para obter mais informações sobre um evento, expanda a linha de interesse no visualizador do livro de registro de atividades.

NOTA

Por padrão, o registro de atividades está desativado. Para ativá-lo no OpenLab Control Panel, é preciso ter o privilégio **Editar propriedades do registro de atividades**. Uma vez habilitado, o registro de atividades não pode ser desabilitado.

Diagnósticos

A tela **Diagnósticos** permite acesso a vários relatórios e ferramentas para fins de diagnóstico:

- Execute a função de pingar o servidor.
- Crie um relatório, seja para o sistema local ou para o servidor, com informações sobre o sistema operacional, os processadores, as unidades de disco, os processos, a rede e as conexões.
- Fazer download e acessar de forma central a todos os arquivos de registro, de rastreamento, etc., que são criados pelos módulos registrados.

Relatórios administrativos

Na tela **Relatórios administrativos**, é possível criar e exportar vários relatórios em XML ou PDF relacionados à configuração do sistema:

Relatório do Controlador do Instrumento

Informações detalhadas sobre todos os controladores de instrumentos. Quando este relatório é gerado em uma estação de trabalho, as informações exibidas são referentes ao sistema local. Quando este relatório é gerado em um sistema cliente-servidor, todos os controladores de instrumentos são incluídos.

Relatório do Instrumento

Fornece informações detalhadas sobre a configuração e os privilégios de acesso de todos os instrumentos no sistema. Nos sistemas cliente-servidor, esse relatório inclui todos os instrumentos em todos os controladores de instrumento.

Relatório de projetos

Fornece informações detalhadas sobre a configuração e os privilégios de acesso de todos os projetos no sistema.

Relatório de Funções e Privilégios

Descreve todas as funções definidas no sistema, incluindo detalhes de todos os privilégios incluídos em cada função.

Relatório do Sistema

Este relatório fornece uma vista consolidada do sistema, que inclui todas as informações sobre controladores de instrumentos, instrumentos, projetos, funções, usuários e grupos.

Relatório de atribuição de funções de usuário e grupo

Este relatório fornece uma visão geral de todos os usuários e grupos com as suas funções atribuídas.

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**, os 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 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 do OpenLab CDS ainda são configurados com os Shared Services.

Configurar o provedor de autenticação e o local de armazenamento

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

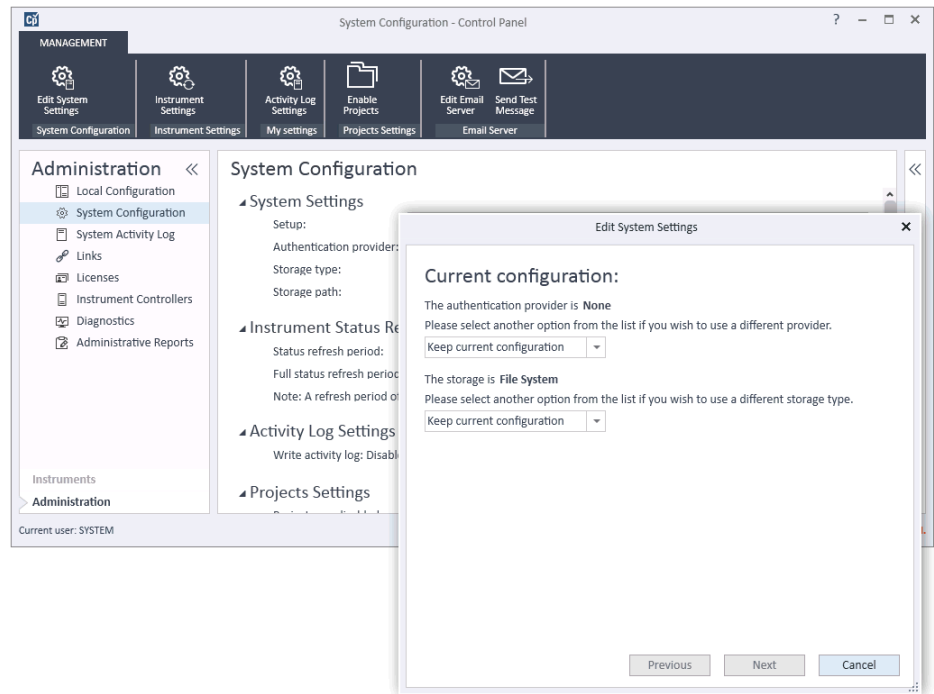


Figura 9 Caixa de diálogo **Editar Configurações do Sistema** no OpenLab Control Panel

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

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

- 5 Selecione o seu provedor de armazenamento na lista suspensa.

O tipo de armazenamento **Content Management** está disponível somente se o Servidor OpenLab tiver sido implementado.

- 6 Selecione **Avançar**.

- 7 Selecione um usuário para administrar o sistema.

- a Se tiver selecionado **Interno** como provedor de autenticação:

- Selecione **Criar conta**.
- Na caixa de diálogo **Criar Conta de Administrador**, insira um **Nome** e uma **Senha**.

- b Se você tiver selecionado **Domínio do Windows** como provedor de autenticação:

- Marque a caixa de seleção para ativar os campos de entrada.
- Digite um **Domínio**, **Usuário** e **Senha**.
- Selecione **Selecionar conta**.
- Insira uma sequência de pesquisa.
- Na caixa de diálogo **Pesquisar Usuários**, selecione **Pesquisar** para visualizar uma lista de usuários.
- Selecione um usuário.

- c Se você tiver selecionado **ECM** como provedor de autenticação:

- Forneça a **URL do servidor ECM** e digite as credenciais de usuário do ECM.
- Selecione **Selecionar conta**.
- Insira uma sequência de pesquisa.
- Na caixa de diálogo **Pesquisar Usuários**, selecione **Pesquisar** para visualizar uma lista de usuários.
- Selecione um usuário.

- 8 Selecione **OK**.

- 9 Selecione **Avançar**.

- 10 Rever as configurações e selecione **Aplicar**.

Política de segurança

Quando um provedor de autenticação é configurado, a política de segurança é ativada, permitindo-lhe configurar, por exemplo, um tempo limite de inatividade ou políticas de senha.

Com o provedor de autenticação **Interno**, é possível definir todos os parâmetros descritos abaixo no OpenLab Control Panel. Com um provedor de autenticação externo (ex.: Domínio do Windows), só é possível definir o tempo de inatividade no OpenLab Control Panel; todos os outros parâmetros são definidos pelo sistema externo.

Tabela 2 Configurações da Política de Segurança

Configuração	Descrição	Exigências da 21 CFR Parte 11
Tamanho mínimo da senha	Se os usuários alterarem suas senhas, eles terão de escolher uma senha com pelo menos o número de caracteres especificado. A configuração padrão é 5. Somente disponível para provedor de autenticação Interno .	Recomenda-se exigir um tamanho mínimo de senha de pelo menos 5 caracteres.
Período de validade da senha (dias)	O valor padrão é de 0 dia. Quando o usuário tentar se conectar após esse período, o sistema solicitará que ele altere a senha. O período de expiração é iniciado no momento da última alteração de senha ou da criação de um usuário com uma nova senha padrão. Somente disponível para provedor de autenticação Interno .	Recomenda-se usar um período de expiração de 180 dias ou menos.
Número máximo de tentativas de login sem êxito antes do bloqueio da conta	Se um usuário tentar se conectar usando credenciais de usuário inválidas um número de vezes, o usuário será bloqueado por um determinado intervalo de tempo (consulte abaixo Tempo de bloqueio de conta). Não é possível realizar login, mesmo com credenciais válidas de usuário. É possível definir o número de tentativas de login permitidas. A configuração padrão é 3. Somente disponível para provedor de autenticação Interno .	Recomenda-se limitar o número de tentativas de login em três.

Tabela 2 Configurações da Política de Segurança

Configuração	Descrição	Exigências da 21 CFR Parte 11
Tempo de bloqueio de conta (minutos)	Uma vez atingido o número máximo de tentativas de login sem sucesso, este é o intervalo que se deve esperar para tentar novamente. A configuração padrão é <i>5 min.</i> Somente disponível para provedor de autenticação Interno .	
Tempo de inatividade antes do bloqueio do aplicativo	Se o OpenLab Control Panel ficar inativo por este período, a interface do usuário será bloqueada. Esta configuração também é usada para definir o bloqueio de sessão baseado em tempo na EZChrom. A configuração padrão é <i>10 min.</i> Definir o valor como zero para nunca bloquear.	
Assinatura única	Com a assinatura única ativada, o usuário não visualizará a tela de logon do OpenLab Control Panel. Disponível apenas para provedor de autenticação Domínio do Windows .	

Gerenciamento de Usuários

Quando um provedor de autenticação é definido, você pode configurar Grupos e Funções.

Os usuários podem ser membros de mais de um grupo. É preciso atribuir uma função específica 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.

As funções são equipadas com diversos privilégios específicos que definem o que os usuários podem visualizar e fazer no OpenLab Control Panel e no OpenLab CDS.

Usuários

As seguintes informações são necessárias ao criar um novo usuário interno:

Tabela 3 Credenciais do usuário

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
Nome	Nome de usuário para se conectar ao sistema. Os seguintes caracteres não são permitidos como parte do nome de usuário: < > : " / \ % * ? ' °	Sim
Descrição	Informações adicionais sobre o usuário (ex.: departamento, função, etc.)	Não
Senha	Senha do usuário. O tamanho mínimo da senha é definido na política de segurança.	Sim
Endereço de e-mail	Endereço de e-mail do usuário.	Não
Nome completo	O nome completo do usuário.	Não
Informações de contato	Informações gerais de contato (ex.: número de telefone, pager, etc.)	Não

Tabela 3 Credenciais do usuário

Valor	Descrição	Obrigatoriedade
Senha nunca expira	A senha nunca irá expirar, mesmo se um período de expiração de senha for definido na política de segurança.	Não
Conta está desativada	Selecione a caixa de seleção para desabilitar uma conta. Usuários com contas desabilitadas não podem se conectar. As contas podem ser desabilitadas automaticamente após muitas tentativas de login sem sucesso. Se uma conta estiver desabilitada, é exibida uma mensagem correspondente em vez da caixa de seleção. Após um determinado tempo (consulte Duração do bloqueio da conta nas configurações de Política de Segurança), a conta é habilitada de novo automaticamente.	Não
O usuário não pode alterar senha	O sinalizador indica se um usuário pode alterar sua própria senha. O sinalizador é falso por padrão (ou seja, usuários PODEM alterar suas senhas).	Não
O usuário deve alterar a senha no próximo login	Se definido como verdadeiro, o usuário deverá alterar sua senha no próximo login. O sinalizador é definido automaticamente como falso após o usuário alterar a senha. Por padrão, o sinalizador é verdadeiro para novos usuários.	Não
Participação em um Grupo	Atribua o usuário aos grupos relevantes.	
Participação na Função	Atribua funções diretamente ao usuário.	

Ao usar um provedor de autenticação externo (Domínio do Windows ou ECM), o OpenLab Control Panel permite pesquisar e importar o usuário no aplicativo. No OpenLab Control Panel, é possível gerenciar as funções para tais usuários externos, mas não as credenciais de usuários propriamente ditas, como nome de usuário e senha. Caso deseje remover um usuário externo, deve-se excluir o mapeamento dele no OpenLab Control Panel. O usuário ainda existirá no sistema de autenticação externo.

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 projetos ou instrumentos individuais](#)" na página 44). 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 projetos ou instrumentos individuais](#)" na página 44). Por exemplo, um usuário possui as funções **Administrador de Projeto** em um projeto. Com isso, ele pode gerenciar as configurações no Control Panel. Em um segundo projeto, ele pode ter uma função que permita editar o conteúdo de um projeto, mas não alterar suas configurações.

Tabela 4 Descrição dos tipos de função

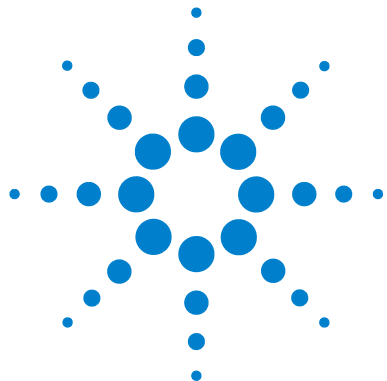
Tipo de função	Descrição
Privilégios administrativos	Esses privilégios são atribuídos globalmente a um usuário ou grupo e não podem ser alterados no nível de instrumento/local. Eles são os típicos privilégios de administração, como Backup e restauração , Gerenciar segurança , Gerenciar impressoras etc.
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 OpenLab 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 projetos ou 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.



3 Servidor OpenLab CDS Shared Services

Este capítulo descreve a ferramenta OpenLab Server Utility.



Manutenção de Shared Services

A ferramenta Shared Services Maintenance ajuda a gerir o sistema. Ela é instalada automaticamente com o software OpenLab.

NOTA

A ferramenta Shared Services Maintenance só pode ser iniciada por administradores.

- 1 Para iniciar o aplicativo, acesse **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > OpenLab Shared Services > Shared Services Maintenance**.

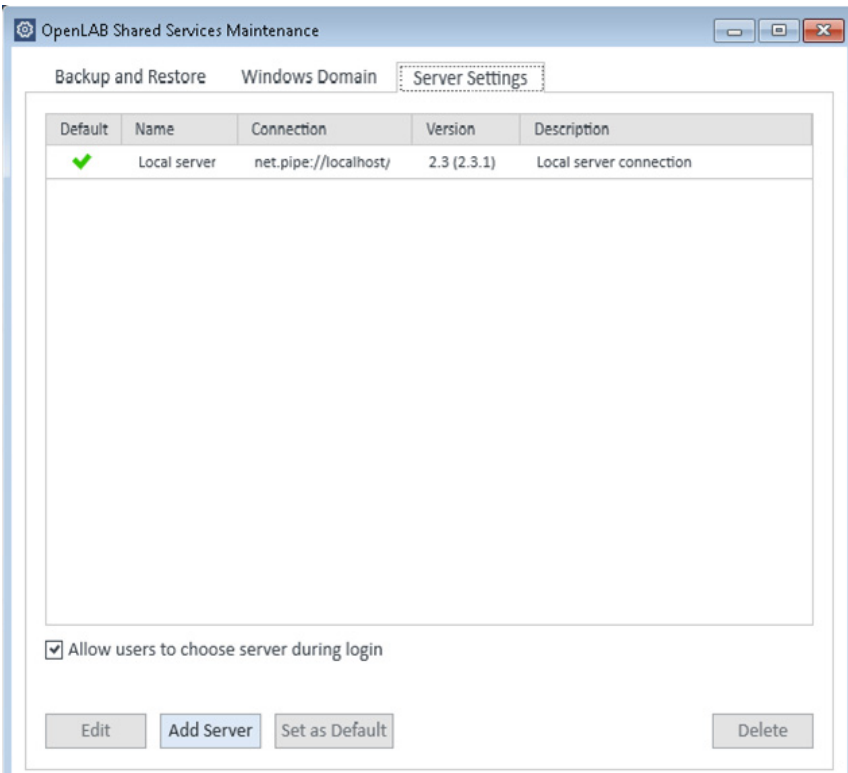


Figura 10 OpenLab Shared Services Maintenance (por exemplo, com a guia **Configurações do Servidor** selecionada)

Usar as funções de backup e restauração

De forma a simplificar as tarefas de backup e restauração do banco de dados do Shared Services, a guia **Backup e restauração** do **Shared Services Maintenance** fornece uma interface simples para realizar essas tarefas.

Estas funções são suportadas pelos seguintes tipos de bancos de dados:

- Servidor SQL Express ou Compact
- PostgreSQL

Para obter detalhes sobre a manutenção do Servidor OpenLab, bem como dos tipos de bancos de dados suportados, consulte a documentação do Servidor OpenLab no meio de instalação do Servidor OpenLab.

Backup

As opções de backup oferecidas pelo utilitário dependem da edição do servidor SQL instalada no sistema.

Ao usar o Servidor SQL Compact (instalado em estações de trabalho), somente um backup do banco de dados *completo* é permitido. Trata-se de uma cópia direta do arquivo dos arquivos existentes do banco de dados usados para a estação de trabalho.

Ao usar o Servidor SQL Express (instalado com um Sistema Distribuído), você necessita de optar por realizar tanto backups totais como incrementais (registro de transação).

Para efetuar um backup:

- 1 Especifique o tempo de retenção e o diretório de backup.

Quando é realizado um novo backup, o tempo de retenção definido no momento é usado para excluir arquivos mais antigos que o especificado.

- 2 Clique em **Backup**.

O backup é colocado no diretório de backup especificado. Os backups mais antigos que o tempo de retenção são excluídos.

NOTA

A ferramenta gera automaticamente nomes de arquivo para os arquivos de backup. Nunca altere estes nomes de arquivo, uma vez que a ferramenta se baseia em uma convenção de nomenclatura específica.

- 3 Selecione o tipo de backup.

NOTA

Para um Servidor SQL, os backups são agrupados em conjuntos relacionados, nos quais cada conjunto contém um único backup completo e todos os backups incrementais com base no mesmo.

Para um Servidor SQL, é criado um novo arquivo de backup para cada mês, independentemente do método selecionado.

O tempo de retenção tem como base uma transação para que não seja excluído qualquer arquivo de backup do mês, a menos que cada transação nesse backup seja mais recente que o tempo definido. Isto inclui as transações de registro totais e incrementais.

Restauração

As operações de restauração são realizadas de uma forma ligeiramente diferente, dependendo da versão do Servidor SQL que estiver usando.

- 1** Especifique o diretório de backup e clique em **Restaurar**.

NOTA

O banco de dados é desativado enquanto este processo executa a restauração.

A função de restauração funciona em conjuntos de backup que incluem um backup total e todos os backups incrementais relacionados.

Ao restaurar os backups de banco de dados compactos ou o Servidor SQL Express para sistemas cliente e de servidor, você restaurará para o backup selecionado na lista.

- 2** Verifique se todas as conexões ao sistema se encontram desligadas antes de realizar uma restauração.
- 3** Se tiver selecionado o backup mais recente e se tiverem sido realizadas transações adicionais relativamente ao banco de dados, a ferramenta também solicitará se gostaria de salvar essas alterações antes de restaurar o banco de dados. Clique em **Sim** para efetuar eficazmente um backup do registro de transação antes da restauração.

Esta mensagem não será exibida para restaurar operações com um Servidor SQL Compact (instalado em estações de trabalho).

Configurar o acesso ao domínio do Windows

Se você usar a autenticação de domínio do Windows para identificar os usuários do OpenLab, este deve ter acesso ao servidor onde estas credenciais se encontram armazenadas.

Normalmente, se uma máquina foi unida ao domínio, a relação de confiança entre esta máquina e o servidor do domínio é suficiente para conceder este acesso. Se ocorrer um problema ao selecionar uma conta: Use a guia **Domínio do Windows** no programa **Shared Services Maintenance** para especificar ou alterar as credenciais que o OpenLab usará para acessar seu servidor do domínio do Windows. O usuário especificado aqui deve possuir o privilégio para obter informações do usuário e do grupo do domínio.

Este recurso pode acessar apenas credenciais que estejam armazenadas no computador onde você abriu o programa Shared Services Maintenance.

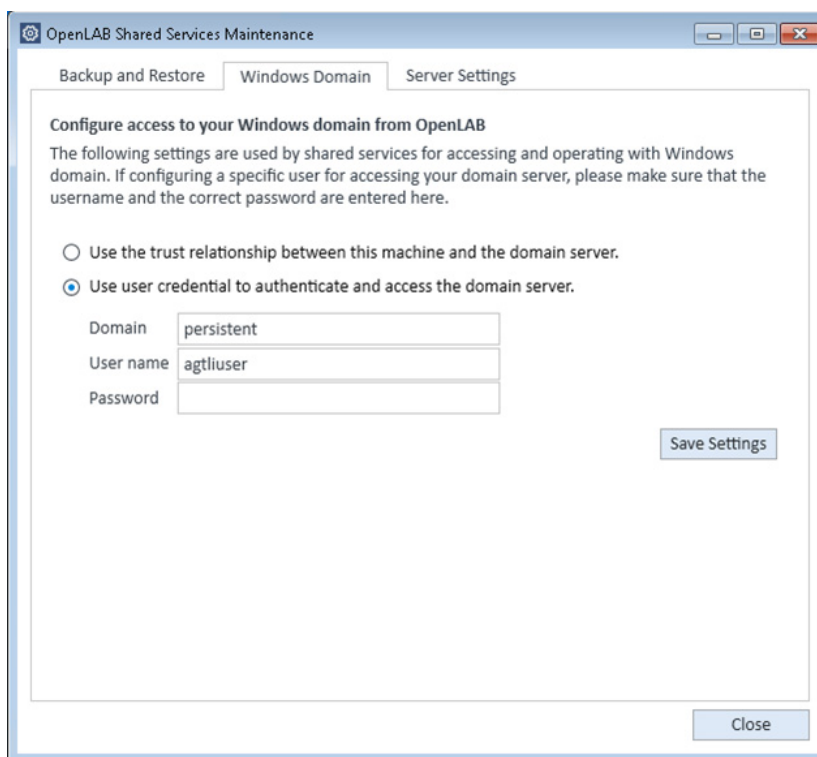


Figura 11 A guia **Domínio do Windows** com credenciais do usuário específico

- 1 Escolha a guia **Domínio do Windows**.
- 2 Insira as credenciais de usuário e clique em **Salvar configurações**.

Gerenciamento das configurações do servidor

Em uma configuração cliente-servidor, utilize as **Parâmetros do servidor** para gerenciar as conexões do servidor para o seu sistema local. A lista de servidores aqui determina quais servidores os usuários podem escolher para se conectar quando entram no OpenLab. Administradores podem impedir que usuários escolham um servidor não padrão dessa guia.

Esse recurso gerencia conexões do servidor para o computador no qual você está usando o programa **Shared Services Maintenance**.

As conexões para cada cliente em um sistema cliente-servidor são gerenciadas através de cada cliente, por isso, para alterar as conexões do servidor para um cliente, acesse o programa **Shared Services Maintenance** instalado naquele cliente.

Em uma configuração da estação de trabalho existe normalmente uma conexão do servidor, por isso, este recurso não é utilizado.

- 1 Selecione a guia **Configurações do Servidor**.

Uma tabela mostra todas as entradas do servidor e a conexão do servidor padrão.

Para instalações da estação de trabalho, existe por padrão uma entrada para o servidor local OpenLab CDS Shared Services. Para instalações da estação de trabalho distribuída ou em rede, existe uma segunda entrada para o servidor OpenLab CDS Shared Services (padrão).

- 2 Pode adicionar mais servidores clicando em **Adicionar Servidor**.

É possível alternar o servidor padrão selecionado um servidor e clicando em **Definir como padrão**.

- 3 Por padrão, a caixa de seleção **Permitir que usuários escolham um servidor durante o login** está selecionada. Para proibir os usuários de se conectarem a servidores não padrão, desmarque esta caixa de seleção.

Os usuários necessitarão de contatar seu administrador de forma a se conectarem a outro servidor.

Todas as conexões aqui fornecidas serão listadas em **Configuração local** no OpenLab Control Panel.

Procedimentos de Manutenção

Atualizar Estatísticas do Banco de Dados

Para manter o desempenho ideal do banco de dados, atualize periodicamente as estatísticas do banco de dados do servidor Shared Services. Estas estatísticas são utilizadas pelo mecanismo do banco de dados para determinar a forma ideal para executar as consultas.

É preciso atualizar as estatísticas do banco de dados OLSharedServices. Se um nome do banco de dados personalizado for escolhido durante a instalação, utilize o nome correto das suas notas de instalação.

Procedimentos para Banco de Dados PostgreSQL

Para o banco de dados PostgreSQL, estes procedimentos devem ser executados regularmente. A frequência depende da utilização do sistema. Como orientação, é necessário realizar estes procedimentos pelo menos todas as vezes que um backup completo é realizado.

Atualizar Estatísticas Utilizando o Assistente de Manutenção

- 1 Inicie o PostgreSQL pgAdmin, conecte-se como um administrador do banco de dados e selecione o banco de dados no qual deseja atualizar as estatísticas. O nome do usuário padrão do administrador do banco de dados é "postgres" e a senha padrão é uma string vazia (sem caracteres).
- 2 Clique com o botão direito no banco de dados e selecione **Manutenção...**. O seguinte formulário é exibido.

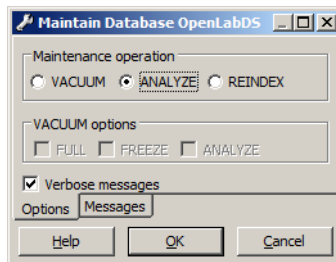


Figura 12 Manutenção do banco de dados

3 Escolha **ANALISAR** e clique em **OK** para analisar o banco de dados.

Manutenção adicional do banco de dados PostgreSQL

O PostgreSQL é compatível com alguns comandos de manutenção adicionais que podem ser úteis para manter o sistema do banco de dados funcionando perfeitamente. Isto inclui VACUUM e REINDEX. Consulte a documentação do PostgreSQL para detalhes adicionais sobre estes comandos.

CUIDADO

Service Packs ou Hotfixes do PostgreSQL

→ Aplique apenas Service Packs ou Hotfixes recuperados de SubscribeNet para seu servidor OpenLab PostgreSQL.

Procedimentos para Servidor SQL

Para bancos de dados do Servidor MS SQL, o procedimento para atualizar estatísticas pode ser facilmente automatizado utilizando o SQL Server Management Studio.

Atualizar Estatísticas Utilizando o Assistente de Plano de Manutenção

- 1** Inicie o SQL Server Management Studio e conecte-se como administrador de banco de dados.
- 2** Expanda o servidor.
- 3** Expanda a pasta de gerenciamento.
- 4** Clique com o botão direito em **Planos de manutenção** e selecione **Assistente de plano de manutenção**. Utilize o assistente para criar um plano personalizado para atender às suas necessidades de manutenção.
 - a** Selecione uma **Programação semanal** para ser executada em um momento em que possa haver atividade mínima (por exemplo, domingo 12:00).
 - b** Selecione Atualizar estatísticas como a tarefa de manutenção.
 - c** Escolha o banco de dados dos Serviços compartilhados (OLSharedServices) como o banco de dados relativo a qual a tarefa será executada.

Monitorar Utilização de Recursos no Servidor OpenLab CDS Shared Services

Os administradores do sistema devem monitorar regularmente a utilização do espaço em disco em todos os discos onde os dados são armazenados. Quando o espaço de disco usado estiver perto dos 80%, considere aumentar o espaço do disco.

A utilização da CPU, da memória e da rede deve ser monitoradas para verificar os afunilamentos de desempenho no servidor.

Melhores Práticas Recomendadas para Monitorar a Utilização de Recursos

- 1 Monitore a utilização do disco do servidor OpenLab CDS Shared Services no mínimo uma vez por semana.
- 2 Opcionalmente, implemente ferramentas de monitoramento automático de espaço em disco que enviem e-mails de alerta quando a utilização do disco exceder os thresholds/limites. Os exemplos de tais ferramentas são: Monit, Munin, Cacti e Nagios.
- 3 Monitorar a utilização dos recursos do sistema como memória, CPU e transferência da rede. O monitor de desempenho do Windows pode ser utilizado com esse propósito.

Boas Práticas Adicionais

- 1 Aplique atualizações e patches de terceiros no servidor OpenLab CDS Shared Services.

Patches e atualizações de software para OpenLab CDS e OpenLab Server estão alojados no site de distribuição de software

<https://agilent.subscribenet.com>. É necessário um login separado e um Acordo de Manutenção de Software (SMA) ativo para este site.

Para mais assistência, consulte

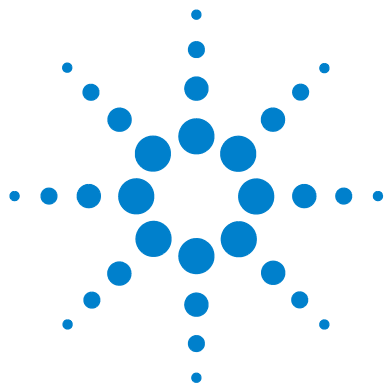
<http://www.agilent-labinformatics.com/ContactUs.htm>.

- 2 Aplicar atualizações do software Agilent.

Aplique atualizações de software para Shared Services em seu servidor OpenLab CDS Shared Services. Ao receber uma notificação de atualização, tome nota e leia as informações para determinar se a atualização é aplicável e a sua urgência.

3 Servidor OpenLab CDS Shared Services

Procedimentos de Manutenção



4 Administração específica ao EZChrom

Este capítulo descreve os procedimentos e ferramentas de failover para a administração AIC.



Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS

A edição EZChrom do OpenLab CDS possui uma opção para se conectar a outra instância do Shared Services. Esta opção permite alternar para o Shared Services local em uma máquina AIC quando o servidor central do OpenLab CDS Shared Services em uma estação de trabalho em rede ou o ambiente de sistema distribuído fica indisponível. Esta ação irá colocá-lo em um modo Estação de Trabalho. Em seguida, você necessitará de criar projetos, instrumentos e usuários (se a autenticação for configurada) no Shared Services local, por isso, você pode conectar-se a instrumentos e adquirir dados. Quando o servidor central de Shared Services se torna disponível, você poderá conectar novamente seu sistema ao servidor central de Shared Services e mover seus dados.

Se um AIC estiver adquirindo dados quando o servidor de OpenLab CDS Shared Services e o caminho corporativo ficarem indisponíveis, este continuará adquirir dados até que a sequência seja concluída. Assim que a sequência estiver concluída o AIC continuará tentando colocá-la no Caminho Corporativo até que este se torne disponível. Quando em modo failover, siga uma convenção de nomeamento específica que distingue os nomes de failover dos nomes dos arquivos no sistema distribuído. Por exemplo, use esta convenção para evitar problemas na cópia de arquivos da estação de trabalho de failover para o sistema distribuído.

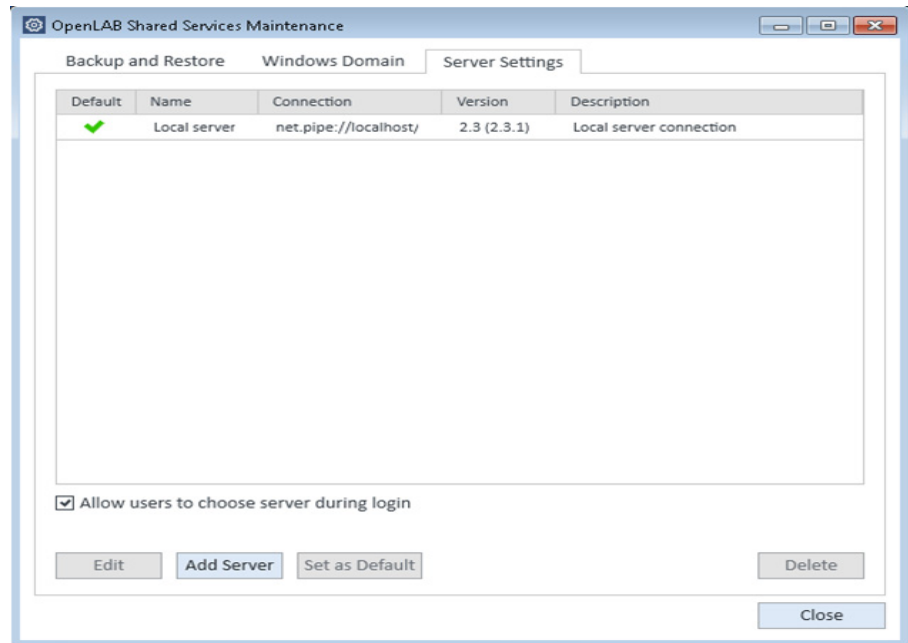
Não aplique assinaturas eletrônicas enquanto estiver conectado ao servidor local. As assinaturas poderão tornar-se inválidas após alternar novamente para o servidor central de OpenLab CDS Shared Services.

Conectar ao servidor local

Pré-requisitos Você instalou um AIC do EZChrom.

Converta um AIC a um servidor local

- 1 Faça login como administrador no sistema operacional da máquina que deseja converter.
- 2 Se o OpenLab Control Panel estiver aberto, feche-o.
- 3 Inicie a ferramenta **OpenLab Shared Services Maintenance** no AIC e selecione a guia **Configurações do Servidor**.
- 4 Selecione o servidor local e clique em **Definir como Padrão**.



- 5 Fecha a ferramenta.

4 Administração específica ao EZChrom

Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS

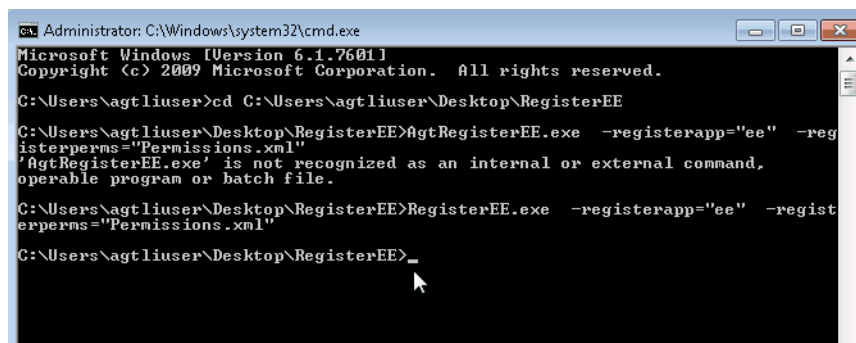
- 6 Para confirmar que o OpenLab Control Panel se conecta ao servidor local, inicie o OpenLab Control Panel.

Se ele se conectar ao servidor local, você verá somente a guia **Administração**.

Em **Administração > Configuração Local**, verifique se está conectado ao servidor local.

- 7 Copie a pasta RegisterEE do Disco 4 para a máquina.
- 8 Abra um comando executável.
- 9 Execute o comando a seguir, apontando para o caminho no qual a pasta RegisterEE está copiada na máquina:

```
RegisterEE.exe -registerapp="ee" -registerperms="Permissions.xml"
```



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\agtluser>cd C:\Users\agtluser\Desktop\RegisterEE
C:\Users\agtluser\Desktop\RegisterEE>AgtRegisterEE.exe -registerapp="ee" -registerperms="Permissions.xml"
'AgtRegisterEE.exe' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\agtluser\Desktop\RegisterEE>RegisterEE.exe -registerapp="ee" -registerperms="Permissions.xml"

C:\Users\agtluser\Desktop\RegisterEE>_
```

- 10 Inicie o **Driver do AIC e ferramenta de instalação** e selecione a guia **Global**.

- 11 Em **Caminho Corporativo**, insira um caminho local e clique em **Registrar Configurações Globais**.

Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition - Registration

OpenLAB Shared Services Credentials

Username:

Password:

Domain:

AIC Instrument Service Account Global

☒ Register EZChrom App ☒ Register CDS Permissions

☒ Enable Activity Log

Enterprise Path:

Retrieve Browse

WARNING: Changing the Enterprise Path has a global effect on all users.

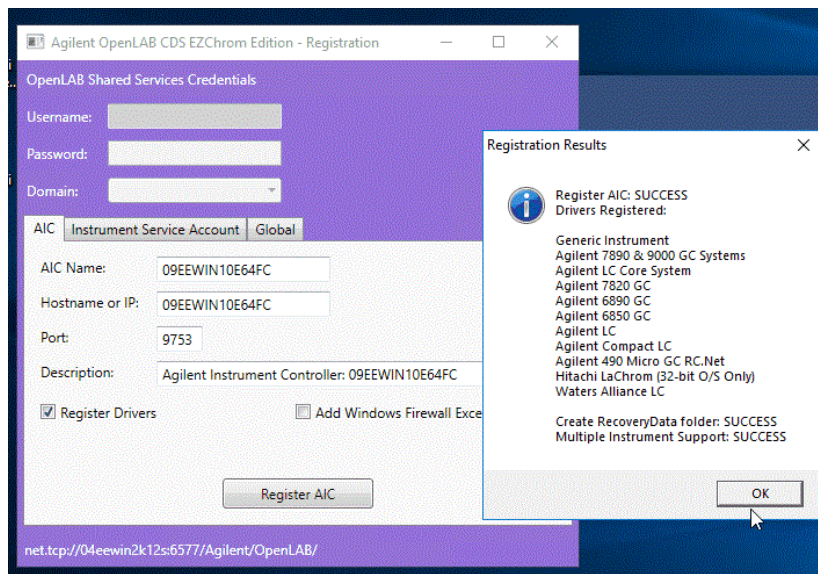
Register Global Settings

net.pipe://localhost/Agilent/OpenLAB/

4 Administração específica ao EZChrom

Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS

12 Selecione a guia **AIC** e clique em **Registrar AIC**.



13 Reinicie a máquina.

14 Inicie o OpenLab Control Panel.

Surgem os separadores **Projetos** e **Instrumentos**.

Adicione a licença de failover e configure os instrumentos

- 1 No OpenLab Control Panel, adicione uma licença de failover.
- 2 Configure a segurança como necessário. A recomendação para as estações de trabalho de failover é utilizar autenticação interna.
- 3 Crie novos projetos, instrumentos e usuários (se a autenticação estiver definida) na instância local de Shared Services.
- 4 Inicie o instrumento e crie um novo método. Salve o método recém-criado.
- 5 Crie uma nova sequência. Salve o arquivo de sequência recém-criado.

Alternar Novamente para o Servidor Remoto

- 1 Faça login na estação de trabalho de failover como um administrador local.
- 2 Inicie a ferramenta **OpenLab Shared Services Maintenance** e selecione a guia **Configurações do Servidor**.
- 3 Selecione o servidor do Sistema distribuído e clique em **Definir como Padrão**.
- 4 Inicie o **Driver AIC e a Ferramenta de Instalação**.
- 5 Na guia **AIC**, registre o AIC novamente.
- 6 Reinicie a máquina.
- 7 Assim que o servidor remoto estiver sendo executado, você necessita de copiar dados da pasta Corporativa no servidor local para o servidor remoto.
 - a *Para um Sistema de arquivos* - copie manualmente todos os arquivos a partir do caminho local para o caminho de armazenamento no servidor remoto.
 - b *Para ECM e Content Management* - use o procedimento descrito abaixo.

Para copiar dados para o servidor ECM ou OpenLab

- 1 Carregue manualmente arquivos das pastas Método, Sequência, Dados e Prep de amostra a partir da estação de trabalho de failover para as pastas Método, Sequência, Dados e Prep de amostra na máquina de ECM ou Servidor OpenLab
- 2 As alterações seguintes para o arquivo de método na máquina de ECM ou Servidor OpenLab poderão ser necessárias dependendo da forma como os seus métodos foram criados.
 - **Método > Avançado > separador Arquivos** – certifique-se de que o caminho do arquivo de base foi alterado para o caminho do ECM ou Data Store
 - **Método > Avançado > Relatório Avançado** – certifique-se de que o arquivo com nome do modelo de relatório seja alterado para o caminho do ECM ou Data Store.
- 3 Pode ser necessário efetuar as alterações seguintes ao ficheiro de sequência na máquina de ECM ou Servidor OpenLab.
 - a Abra a sua sequência e navegue para **Sequência > Propriedades**. Verifique se os caminhos são alterados para o caminho de ECM ou Data Store.
 - b Na Tabela de Sequência:

- Procure a coluna de tipo de corrida. Se a coluna de tipo de coluna possuir opções selecionadas que apontam para caminhos de modelos de relatórios, estes caminhos necessitarão de ser alterados para o caminho de Armazenamento de Dados ou ECM.
 - Procure na coluna Prep de amostra. Se este campo for usado, o caminho para o arquivo de Prep da amostra deverá ser alterado para o caminho de Armazenamento de Dados ou de ECM. Este não necessita de ser alterado se você estiver usando o caminho padrão.
 - Procure na coluna do nome de arquivo. Altere para o caminho de Armazenamento de Dados ou de ECM, se necessário. Este não necessita de ser alterado se você estiver usando o caminho padrão.
 - Procure na coluna Método. Verifique o caminho do método para verificar se necessita de ser alterado para o caminho de Armazenamento de Dados ou de ECM. Este não necessita de ser alterado se você estiver usando o caminho padrão.
- 4** Crie um conjunto de resultados usando as informações dos arquivos acima:
- a** Abre uma sequência que tenha sido modificada de acordo com os procedimentos listados na seção anterior.
 - b** Reprocessar a sequência. Após reprocessar um conjunto de resultados será criado no Content Management ou ECM. Quando o resultado definido for criado em Content Management, será criada uma pasta na pasta de resultados contendo os arquivos individuais. No ECM, o conjunto de resultados será zipada na pasta Resultado. As opções dos pacotes de conjuntos de resultados selecionadas em seu projeto determinarão que arquivos serão colocados no conjunto de resultados.

Driver AIC e Ferramenta de Instalação

O Driver AIC e a Ferramenta de Instalação oferecem algumas funções relacionadas com a configuração do EZChrom.

Usar o Driver AIC e a Ferramenta de Instalação

- 1 A partir do menu Iniciar, selecione **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > Edição EZChrom do OpenLab CDS > Driver do AIC e ferramenta de instalação**.

Agilent OpenLAB CDS EZChrom Edition - Registration

OpenLAB Shared Services Credentials

Username:

Password:

Domain:

AIC ☐ Instrument Service Account ☐ Global

AIC Name:

Hostname or IP:

Port:

Description:

☒ Register Drivers ☐ Add Windows Firewall Exceptions

net.pipe://localhost/Agilent/OpenLAB/

- 2 Na parte superior, insira o nome do usuário, a senha e o domínio do Administrador do OpenLab Control Panel. Este é necessário para alterar as configurações em qualquer uma das guias.
 - Na guia **AIC**, você pode registrar um servidor como um AIC, por exemplo, em caso de failover. Para obter detalhes, consulte ["Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS"](#) na página 56.
 - Na guia **Conta de serviço de instrumento**, você pode recuperar ou armazenar o usuário que executa o serviço de instrumento. Recomenda-se que o usuário seja um usuário de domínio com uma senha que nunca expire. O usuário deverá ser parte do grupo administrador local no AIC. Se você desejar armazenar seus dados de aquisição em um compartilhamento de rede, este usuário terá de ter acesso à pasta compartilhada.

Após adicionar e alterar a conta de serviço do instrumento, reinicie todos AICs.

NOTA

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

- Na guia **Global**, é possível recuperar o Caminho Corporativo atual ou registrar um Caminho Corporativo específico. Isto é relevante, por exemplo, no caso de um failover. Para obter detalhes, consulte ["Procedimentos de failover da Edição EZChrom do OpenLab CDS"](#) na página 56.

Alterar a senha da Conta de Serviço do Instrumento

Recomenda-se utilizar uma senha que nunca expire. No entanto, se for necessário alterar a senha, siga o procedimento abaixo.

- 1 Pare todas as aquisições e feche os OpenLab Control Panels.
- 2 Desligue todos os controladores de instrumentos da Agilent (AICs) ou estações de trabalho em rede.
- 3 Altere a senha para a conta correspondente no domínio do cliente.
- 4 A partir do menu Iniciar, selecione **Iniciar > Todos os Programas > Agilent Technologies > Edição EZChrom do OpenLab CDS > Driver do AIC e ferramenta de instalação**.
- 5 Na parte superior, insira o nome do usuário, a senha e o domínio do Administrador do OpenLab Control Panel. Este é necessário para alterar as configurações em qualquer uma das guias.
- 6 Selecione a guia **Conta de Serviço do Instrumento**.
- 7 Insira o nome do usuário, a nova senha e o domínio e, em seguida, clique em **Armazenar**.
- 8 Ligue os AICs ou Estações de trabalho em rede.

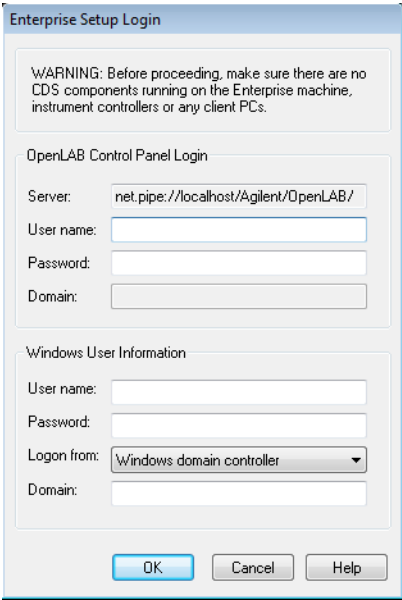
Alterar a senha do Administrador AFS

Segurança Avançada de Arquivos (AFS) 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.

Recomenda-se utilizar uma senha que nunca expire. No entanto, se for necessário alterar a senha, siga o procedimento abaixo.

- 1** Pare todas as aquisições e feche os OpenLab Control Panels.
- 2** Altere a senha para a conta correspondente no domínio do cliente.
- 3** 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)

4 Inicie EnterpriseConfig.exe.



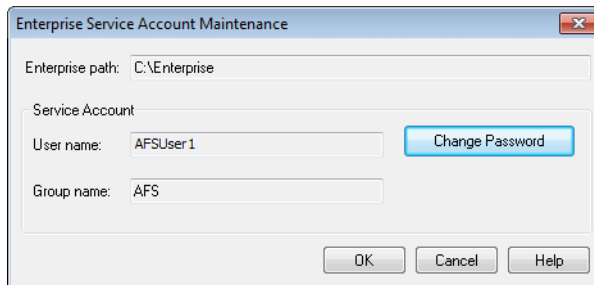
The image shows a Windows-style dialog box titled "Enterprise Setup Login". It contains a warning message at the top: "WARNING: Before proceeding, make sure there are no CDS components running on the Enterprise machine, instrument controllers or any client PCs." Below this, there are two main sections. The first section is "OpenLAB Control Panel Login" and contains fields for "Server:" (with the value "net.pipe://localhost/Agilent/OpenLAB/"), "User name:", "Password:", and "Domain:". The second section is "Windows User Information" and contains fields for "User name:", "Password:", "Logon from:" (a dropdown menu currently showing "Windows domain controller"), and "Domain:". At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancel", and "Help".

- 5 Na seção **Login do OpenLab Control Panel**, insira o nome do usuário, a senha e o domínio do Administrador do OpenLab Control Panel.
- 6 Na seção **Informações do usuário do Windows**, insira o nome do usuário e a senha de um usuário com permissão de edição para o caminho corporativo.
 - a 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).
 - b 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.
- 7 Clique em **OK**.

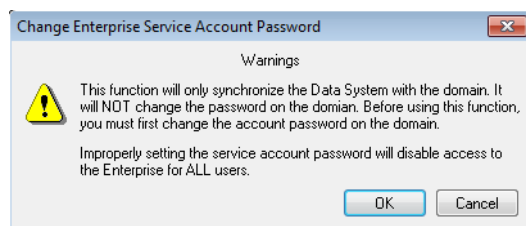
4 Administração específica ao EZChrom

Alterar a senha do Administrador AFS

- 8 Na caixa de diálogo **Manutenção de Conta Corporativa de Serviço**, clique em **Alterar senha**.



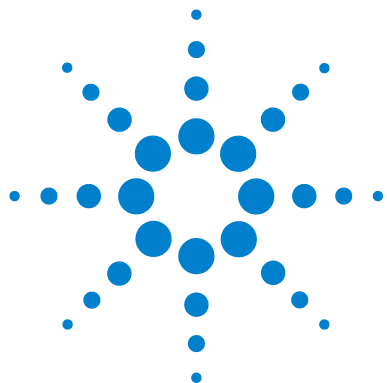
- 9 Confirme o aviso.



- 10 Insira a *nova* senha.



- 11 Clique em **OK**.



5 Apêndice

Este capítulo contém informações sobre os privilégios usados na Edição EZChrom do OpenLab CDS.



Privilégios no OpenLab Control Panel

Os privilégios descritos a seguir podem ser associados com diferentes funções no OpenLab Control Panel. Por padrão, estão disponíveis as seguintes funções:

- Tudo
- Administrador do Sistema
- Administrador do Instrumento
- Administrador do Projeto
- Usuário de Instrumento

Estão disponíveis funções padrão adicionais dependendo dos componentes instalados. Por exemplo, com uma instalação da Edição EZChrom do OpenLab CDS, está disponível a função padrão adicional **Analista do EZChrom**.

No OpenLab Control Panel em **Administração > Funções**, você também pode ver ou alterar os privilégios associados ou criar suas próprias funções.

NOTA

As funções são visíveis somente se a autenticação do usuário for necessária.

Privilégios de Projeto

Tabela 5 Gerenciamento de projeto

Nome	Descrição	Relevante para...
Visualizar projeto ou grupo de projetos	O usuário pode ver um projeto e seus detalhes, mas não editar. Com o Content Management: O usuário pode visualizar o conteúdo do repositório do Content Management. <i>Nota:</i> Este privilégio é necessário para todos os usuários.	EZChrom Content Management
Gerenciar projetos ou grupo de projetos	O usuário pode criar, editar ou mover objetos, mas não pode acessar as configurações.	EZChrom Content Management
Editar conteúdo do projeto	O usuário pode criar novas versões de documentos no sistema Content Management.	Content Management
Gerenciar acesso ao projeto ou ao grupo de projetos	O usuário pode editar configurações de acesso ao projeto.	EZChrom Content Management
Acessar conteúdo usando um cliente Web	O usuário com este privilégio pode abrir a interface do Navegador de Conteúdo.	Content Management

Tabela 6 Assinatura Eletrônica

Nome	Descrição
Arquivos de dados da assinatura eletrônica	O usuário pode assinar os arquivos de dados.
Revogação da assinatura eletrônica	O usuário pode revogar a assinatura eletrônica.

Privilégios Específicos do EZChrom

Tabela 7 EZChrom: Método

Privilégio	Descrição
Salvar Método	Salvar um Arquivo de Método. Criar um novo método (requer um ou mais dos privilégios de método relacionados abaixo).
Editar Propriedades do Método	Exibir ou alterar as propriedades do método (Descrição, Opções, Calibração, Registro de Auditoria)
Abrir Método	Abrir um Arquivo de Método.
Configuração do Instrumento	Exibir ou alterar os parâmetros de configuração do instrumento do método.
Eventos de Integração	Exibir ou alterar os eventos de integração do método.
Grupos de Picos	Exibir ou alterar a tabela de Picos ou Grupos.
Parâmetros Avançados	Exibir ou alterar parâmetros avançados do método (Exportar, Parâmetros Personalizados, Coluna/Desempenho, Arquivos, Relatórios Avançados)
Relatórios Personalizados	Abrir, editar e salvar relatórios de métodos personalizados
Adequação do Sistema	Exibir ou alterar os parâmetros de Adequação do Sistema
Examinar Calibração	Permite acessar a janela de revisão de calibração
Calibrar	Executar uma amostra de calibração para atualizar a calibração do método. Para criar ou modificar os parâmetros de calibração em um método, é necessário que o privilégio "Salvar Método" tenha sido atribuído ao usuário
Editar Método em Execução	Permite editar um método em execução
Atualizar Método Master	Permite a atualização do método principal original durante a exibição dos resultados em um contêiner

Tabela 8 EZChrom: Dados

Privilégio	Descrição
Salvar Dados	Permite salvar um arquivo de dados
Abrir Dado	Permite abrir um arquivo de dados
Editar Propriedades	Visualizar ou alterar a descrição das propriedades dos dados
Correções de Integração Manual	Permite adicionar ou alterar correções de integração manual

Tabela 9 EZChrom: Sequência

Privilégio	Descrição
Abrir Sequência	Permite abrir uma sequência
Salvar Sequência	Permite salvar um Arquivo de Sequência
Processar Sequência	Permite processar uma Sequência
Propriedades da Sequência	Permite visualizar e editar propriedades de sequência
Editar Qualquer Sequência em Execução	Permite editar qualquer Sequência em Execução
Editar a Própria Sequência em Execução	Permite editar a própria Sequência em Execução

Tabela 10 EZChrom: Preparo de amostra

Privilégio	Descrição
Abrir Prep de Amostra	Permite abrir um arquivo de prep de amostra do amostrador automático
Salvar Prep de Amostra	Permite salvar um arquivo de prep de amostra do amostrador automático
Editar Propriedades de Prep de Amostra	Permite exibir ou editar propriedades de prep de amostra do amostrador automático

Tabela 10 EZChrom: Preparo de amostra

Privilégio	Descrição
Editar Prep de Amostra em Execução	Permite editar uma prep de amostra usada no momento (execução)
Atualizar Prep de Amostra Principal	Permite atualizar a prep de amostra principal original

Tabela 11 EZChrom: Controle

Privilégio	Descrição
Visualizar Corrida	Permite visualizar uma Corrida
Corrida Única	Permite executar uma aquisição de corrida única
Corrida da Sequência	Permite realizar uma aquisição de sequência
Configurar Impressão	Permite configurar uma impressora para o instrumento atual
Controle Manual (somente ocioso)	Permite acessar funções de controle manual quando o instrumento está ocioso
Controle Manual	Permite acessar funções de controle manual independentemente de o instrumento estar ou não ocioso
Monitorar Todos os Dados	Permite monitorar o gráfico em tempo real a partir de qualquer instrumento
Abortar qualquer corrida	Permite abortar qualquer sequência em execução ou corrida única
Desbloquear instrumento	Permite que um usuário desbloqueie o bloqueio de outro usuário quando a janela do instrumento está bloqueada Deve ser usado em combinação com o privilégio Desbloquear qualquer UI bloqueada em Administração do Sistema . Ambos os privilégios são necessários para desbloquear o bloqueio de outro usuário

Tabela 12 EZChrom: Relatórios Padrão

Privilégio	Descrição
Adicionar Modelo de Relatório Padrão	Permite adicionar um modelo de relatório padrão

Tabela 13 EZChrom: Relatório Avançado/Inteligente

Privilégio	Descrição
Abrir relatório Avançado/Inteligente	Permite abrir um modelo de relatório avançado/inteligente
Salvar Relatório Avançado/Inteligente	Permite salvar um modelo de relatório avançado/inteligente
Bloquear/Desbloquear itens do modelo de relatório	Permite bloquear e desbloquear itens de modelo de relatório (tabelas, cromatogramas, grupos de itens,...) para controlar quem tem permissão para modificar os mesmos

Privilégios de Instrumento

Tabela 14 Gerenciamento dos Instrumentos

Nome	Descrição
Visualizar Instrumento ou localização	O usuário pode visualizar e acessar um local na árvore (mas não pode editar a segurança de acesso) e pode visualizar as propriedades.
Gerenciar Instrumento ou local	O usuário pode criar, mover locais e editar propriedades (nome, descrição etc.).
Gerenciar acesso ao instrumento ou local	O usuário pode visualizar e editar as configurações de acesso ao local.
Executar instrumento	O usuário pode iniciar uma sessão do instrumento.
Serviços no Instrumento	O usuário pode bloquear ou desbloquear um instrumento (para realizar manutenção).

Privilégios administrativos

Tabela 15 Administração do Sistema

Nome	Descrição
Gerenciar impressoras	Pode adicionar/remover impressoras e servidores de impressoras.
Editar propriedades do registro de atividades	Pode alterar as configurações do registro de atividades no OpenLab Control Panel (ou seja, pode ativar o registro de atividades do sistema).
Criar relatórios administrativos	Pode criar qualquer um dos relatórios de administração de sistema.
Gerenciar componentes do sistema	Pode instalar/remover componentes (aplicativos).
Gerenciar Segurança	Pode alterar as configurações de segurança. Pode editar (adicionar, alterar etc) usuários, grupos e funções. <i>Nota:</i> Um usuário com este privilégio pode conceder a si mesmo acesso a todas as configurações no OpenLab Control Panel. Tome cuidado a quem você garante o privilégio de Segurança.
Gerenciar controladores de instrumento	Pode editar a configuração do AIC, gerenciar os AICs na ferramenta Shared Services Maintenance.
Desbloquear qualquer UI bloqueada	Pode se conectar a qualquer portal bloqueado ou sessão de instrumento (será uma reconexão), mesmo se bloqueado de forma privada. Deve ser usado junto com o privilégio Desbloquear instrumento em EZChrom: Controle . Ambos os privilégios são necessários para desbloquear o bloqueio de outro usuário

Tabela 16 Content Management

Nome	Descrição
Arquivar conteúdo	O usuário pode arquivar o conteúdo do repositório de dados.

Neste livro

Este manual contém informações sobre os conceitos de Edição EZChrom do OpenLab CDS e a administração com o OpenLab Control Panel.

Conceitos Gerais:

- Arquitetura do Sistema
- Estratégia de Licenciamento
- Integridade dos Dados e Segurança

OpenLab Control Panel

- Gerenciamento dos Instrumentos
- Gerenciamento de Licenças
- Arquivos de Log e Diagnósticos
- Provedor de Autenticação
- Política de Segurança
- Gerenciamento de Usuários

© Agilent Technologies 2010-2018

Impresso na Alemanha
07/2018



M8201-99088



Agilent Technologies