

OpenLab ECM XT Import Scheduler

Guia de instalação

Avisos

Identificação do documento

Nº doc. D0035356pt Rev. A.00
EDIÇÃO 01/2024

Copyright

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Nenhuma parte deste material pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio (incluindo armazenamento e recuperação eletrônica ou a tradução para outro idioma) sem autorização prévia por escrito da Agilent Technologies, Inc. de acordo com as leis de direitos autorais americanas e internacionais.

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Blvd.
Santa Clara, CA 95051

Revisão do Software

Este guia é válido para a revisão 2.8 ou superior do programa OpenLab ECM XT Import Scheduler e programas OpenLab ECM XT Import Scheduler compatíveis, até ser substituído.

Garantia

O material contido neste documento é fornecido "no estado em que se encontra" e está sujeito a alterações, sem aviso prévio em edições futuras. Além disso, com o máximo rigor permitido pelas leis aplicáveis, a Agilent isenta-se de responsabilidade em relação a garantias, expressas ou implícitas, em relação a este manual e a qualquer informação contida nele, incluindo mas não limitado as garantias implícitas de adequação comercial e adequação a um propósito específico. A Agilent não será responsável por erros ou por danos incidentais ou consequenciais relacionados ao fornecimento, ao uso ou ao desempenho deste documento ou de qualquer informação nele contida. Se a Agilent e o usuário possuírem um acordo por escrito em separado com os termos de garantia cobrindo o material neste documento que entrem em conflito com esses termos, os termos de garantia do documento em separado prevalecerão.

Licenças de tecnologia

O hardware e/ou software descrito(s) neste documento é/são fornecido(s) sob licença, podendo ser usado(s) ou copiado(s) somente de acordo com os termos dessa licença.

Legenda de direitos restritos

Direitos restritos ao governo dos EUA. Os direitos de software e dados técnicos concedidos ao governo federal incluem apenas os direitos normalmente concedidos aos clientes usuários finais. A Agilent fornece esta licença comercial habitual relativamente a software e dados técnicos de acordo com a FAR 12.211 (Dados técnicos) e 12.212 (Software de computador) e, para o Departamento de Defesa, segundo a DFARS 252.227-7015 (Dados técnicos – Itens comerciais) e DFARS 227.7202-3 (Direitos relativos a software de computador comercial ou documentação de software de computador).

Avisos de segurança

CUIDADO

Um aviso de **CUIDADO** representa um perigo. Ele chama a atenção para uma prática, um procedimento operacional ou similares que, se não forem seguidos corretamente poderão resultar em danos ao produto ou em perda de dados importantes. Não prossiga após uma indicação de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

AVISO

Um **AVISO** representa um perigo. Ele chama a atenção para uma prática, um procedimento operacional ou similares que, se não forem seguidos corretamente poderão resultar em lesões pessoais ou fatais. Não prossiga após uma indicação de **AVISO** até que as condições indicadas tenham sido totalmente compreendidas e atendidas.

Comunidade Agilent



Comunidade Agilent

Para obter respostas às suas dúvidas, junte-se a mais de 10.000 usuários na Comunidade Agilent. Analise os materiais de suporte selecionados e organizados por tecnologia de plataforma. Faça perguntas aos colegas e colaboradores do setor. Receba notificações sobre novos vídeos, documentos, ferramentas e webinars relevantes para o seu trabalho.

<https://community.agilent.com/>

Índice

1	Software do Import Scheduler do OpenLab ECM XT	5
	Antes de Começar	6
	Requisitos de Hardware e Software	7
	Requisitos do Complemento Empower	8
	Cliente/Servidor	8
	Estação de Trabalho	8
	Instalar o Import Scheduler	9
	Atualizar tarefas do Import Scheduler	10
	Desinstalar o Import Scheduler	11
2	Apêndice	12
	Assistência de Vendas e Suporte	12

Software do Import Scheduler do OpenLab ECM XT

O software Agilent OpenLab ECM XT oferece o programa complementar Import Scheduler para automatizar a transferência, o backup e o arquivamento de dados analíticos do seu laboratório para o OpenLab Secure Storage.

Use o software do Import Scheduler para programar a transferência de arquivos gerados pelos seus instrumentos, independentemente do fornecedor do instrumento, para o OpenLab Secure Storage.

Antes de Começar

- 1 Instale e configure o seu Agilent OpenLab ECM XT Server (consulte o *Guia de Instalação do Agilent OpenLab ECM XT*).
- 2 Instale e configure o OpenLab Client Services (consulte o *Guia de Instalação do Agilent OpenLab ECM XT*).
- 3 Verifique os requisitos mínimos dos computadores nos quais o software será instalado. Para saber os requisitos de hardware e software, veja o Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT.
- 4 Obtenha o nome do servidor do seu ECM XT e as credenciais de administrador.

Requisitos de Hardware e Software

Para saber os requisitos de hardware e software, consulte o Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server e OpenLab ECM XT. Ele pode ser aberto a partir da página Planejamento do instalador do OpenLab. Também pode ser encontrado na mídia de instalação em \Setup\Docs\EN. Existem versões localizadas disponíveis para download em SubscribeNet.

Requisitos do Complemento Empower

O complemento Import Scheduler Empower é suportado com o cliente/servidor e a estação de trabalho do Empower 3 FR5.

Cliente/Servidor

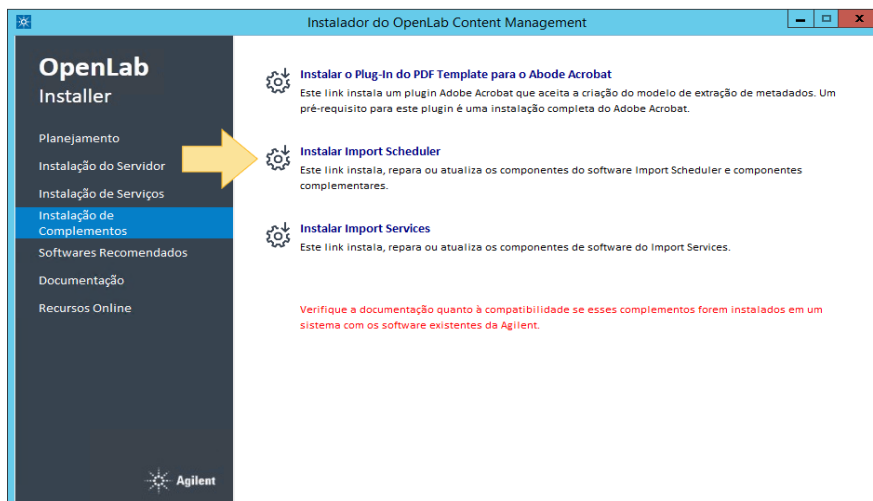
Se o complemento Empower estiver sendo usado, um cliente Empower com Empower 3 FR5 deverá ser instalado no Windows 10 antes da instalação do complemento Import Scheduler ou Empower. Use o guia de instalação do Empower para instalar o Empower 3 FR5. Após a instalação do Empower 3 FR5, avance para "[Instalar o Import Scheduler](#)" na página 9.

Estação de Trabalho

Instale o complemento Import Scheduler e Empower diretamente na estação de trabalho do Empower 3 FR5 usando o procedimento em "[Instalar o Import Scheduler](#)" na página 9.

Instalar o Import Scheduler

- 1 Na mídia de instalação de seu OpenLab ECM XT, clique em **setup.exe**.
- 2 No menu suspenso, selecione **OpenLab Server/ECM XT**.
- 3 No **Instalador do OpenLab**, selecione **Instalação de Complementos**.
- 4 Na tela **Instalação de Complementos**, clique em **Instalar Import Scheduler**.



- 5 Revise e concorde com os termos da licença e clique em **Próximo**.
- 6 Na tela Pasta de Instalação, use o local padrão ou selecione a **Pasta de Instalação** para manter os componentes do software do Import Scheduler e clique em **Próximo**.
A Agilent recomenda instalar o Import Scheduler apenas em máquinas que executem o OpenLab Client Services. Não deve ser instalado no servidor ECM XT.
- 7 Na tela Porta, insira um **Número de porta** que possa ser específico para acessar o aplicativo da Web do Import Scheduler e clique em **Próximo**.
- 8 Na tela Componente de Complemento, para carregar dados do seu sistema Waters Empower™ 3 diretamente no ECM XT, selecione **Instalar complemento Import Scheduler Empower** e clique em **Próximo**. Após a instalação desse recurso, é necessário instalar uma licença adicional no Control Panel para habilitar o complemento.
- 9 Analise a **Visualização da Instalação** e clique em **Instalar**.
- 10 Após a conclusão da instalação, clique em **Próximo**.
- 11 A Agilent recomenda que o sistema seja reiniciado após o término da instalação. Recomenda-se que o **Computador seja reiniciado agora**.
- 12 Clique em **Executar Verificação de Software** e certifique-se de que o Relatório de Verificação de Software seja aprovado antes de continuar com a instalação.
- 13 Na tela Concluir, clique em **Concluir** para sair do instalador. Consulte o *Guia de Administração do Import Scheduler do Agilent OpenLab ECM XT* para obter informações sobre como usar e manter seu software.

- 14 Instale sua licença do **OpenLab ECM Core** do Import Scheduler do Agilent OpenLab ECM XT. (Consulte a *Ajuda on-line do OpenLab Control Panel* para obter mais informações.) Caso tenha instalado o complemento Import Scheduler Empower, é necessário instalar uma licença adicional para habilitar o complemento.
- 15 Para acessar o Import Scheduler após a conclusão da instalação,
 - a Abra um navegador de Internet compatível.
 - b Acesse: `http://<nome do host do import scheduler>:porta`, em que <nome do host do import scheduler> é o nome do servidor no qual o Import Scheduler está instalado, e *porta* é o número de porta especificado em [etapa 7](#).

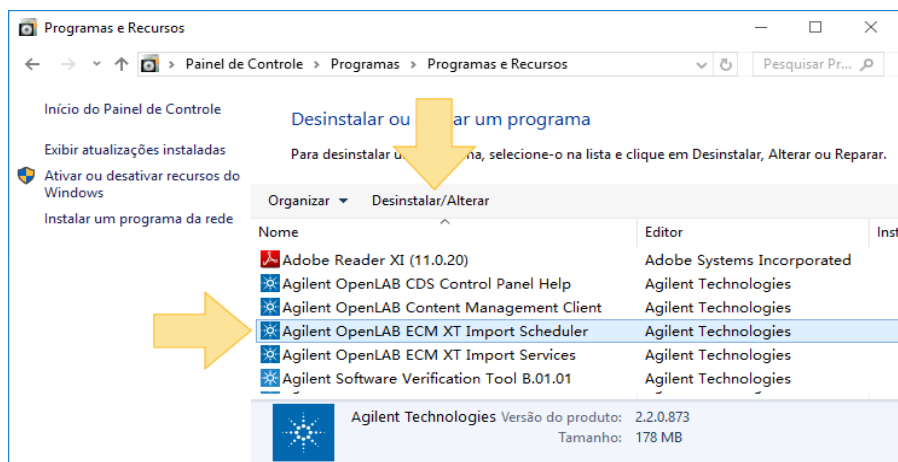
Atualizar tarefas do Import Scheduler

Após atualizar o Import Scheduler com o complemento Empower, será necessário reenviar todas as tarefas Empower criadas antes de uma atualização. Para reenviar uma tarefa, abra a tarefa para editá-la e, em seguida, salve a tarefa. Não é necessário reenviar tarefas Gerais.

Desinstalar o Import Scheduler

Ao desinstalar o Import Scheduler, o banco de dados, arquivos de log e backups são mantidos em **C:\ProgramData\Agilent\OpenLab ECM XT Import Scheduler**. Se o Import Scheduler for reinstalado no mesmo computador, o instalador irá detectar e usar o banco de dados existente. Se desejar criar um banco de dados durante a reinstalação, você deve remover manualmente ou renomear a pasta **Import Scheduler do OpenLab ECM XT**.

- 1 No Painel de controle do Windows, selecione **Programas e Recursos**.
- 2 Selecione **Import Scheduler do Agilent OpenLab ECM XT** e clique em **Desinstalar**.



Assistência de Vendas e Suporte

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

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

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2024

Nº doc. D0035356pt

EDIÇÃO 01/2024

