

Agilent OpenLab Server e ECM XT
Revisão 2.8

Notas de Lançamento

Avisos

Nº de peça do manual

Nº do Documento: D0036535pt Rev. A.00
Março de 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
EUA

Revisão do Software

Este guia é válido para a revisão 2.8 do Agilent OpenLab Server e OpenLab ECM XT, até ser substituído.

Garantia

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

Licenças de tecnologia

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

Legenda de direitos restritos

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

Avisos de segurança

CUIDADO

Um aviso de **CUIDADO** representa um perigo. Ele chama a atenção para um procedimento, prática ou algo semelhante que, se não forem corretamente realizados ou cumpridos, podem resultar em avarias no produto ou perda de dados importantes. Não prossiga após uma indicação de **CUIDADO** até que as condições indicadas sejam completamente compreendidas e atendidas.

AVISO

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

Índice

1	Introdução	4
	Para Nossos Clientes que Seguem Regulações	4
2	OpenLab Server	5
	Versão 2.8	5
	Versão 2.7	7
	Versão 2.6	8
	Versão 2.5	10
	Versão 2.4	11
	Versão 2.3	13
	Versão 2.2	13
	Versão 2.1	14
	Versão 2.0	14
	Versão A.02.02	15
	Versão A.02.01	16
3	OpenLab ECM XT	17
	Versão 2.8	18
	Versão 2.7	18
	Versão 2.6	21
	Versão 2.5	23
	Versão 2.4	25
	Versão 2.3	25
4	Informações Importantes Sobre o Suporte	27

Este documento lista as principais alterações de recursos realizadas em cada versão do software OpenLab Server e do OpenLab ECM XT.

Também são fornecidas referências para a documentação do produto relacionada a problemas conhecidos e soluções alternativas.

Para Nossos Clientes que Seguem Regulações

Quando é realizada qualquer alteração no software Agilent, o status de validação do software precisa ser restabelecido pelo usuário/cliente.

Sempre que o software é alterado, deve ser realizada uma análise de validação, não apenas para a validação de uma alteração individual, mas também para determinar a extensão e o impacto dessa alteração em todo sistema de software.



2 OpenLab Server

O software OpenLab Server é formado por componentes de Shared Services e Content Management. O Shared Services oferece funções de administração do sistema e o content management oferece a capacidade de gerenciar dados e arquivos de qualquer tipo.

As informações ou modificações fornecidas nesta seção aplicam-se ao OpenLab Server e ao ECM XT.

Versão 2.8

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte de sistemas operacionais adicionado.

- Windows Server 2022

Suporte de sistemas operacionais removido.

- Windows Server 2016

Suporte de Banco de Dados

Suporte de Banco de Dados adicionado.

- PostgreSQL 15.x
- SQL Server 2022

Suporte de banco de dados removido.

- PostgreSQL 14.x
- SQL Server 2016
- SQL Server 2017
- Oracle 19c

Novos recursos/funcionalidades

- A partir da versão 2.8, o OpenLab Server apresenta um armazenamento de conteúdo seguro e uma interface de usuário atualizados.
 - Navegador de Conteúdo novo e otimizado, com fácil acesso à faixa de comandos para funções de armazenamento seguro de conteúdo.
- Nova interface Web da Administração de Armazenamento com novos recursos para gerenciar locais e conteúdo de armazenamento físico.
 - Adicione locais de armazenamento e atribua ou altere a designação de armazenamento principal.
 - Adicione locais de armazenamento do Amazon S3.
 - Arquivamento atualizado
 - Realoque arquivos para locais de armazenamento diferentes. Move arquivos físicos para um local selecionado onde podem ser bloqueados para o armazenamento de arquivamento.
 - Execute a realocação de imediato ou automaticamente com base em um agendamento criado por você. Inclui capacidade de gerenciar agendas e tarefas de realocação.
 - Configure um agendamento de bloqueio para bloquear automaticamente todos os arquivos em uma pasta designada (e, opcionalmente, subpastas) de acordo com um agendamento definido por você. Inclui capacidade de gerenciar e editar agendamentos de bloqueio.
 - Importe em massa um grande número de arquivos para um local de armazenamento seguro em um único lote. Acesso somente a partir da interface Web da Administração de Armazenamento.
- Novas funções e privilégios para personalizar o acesso do usuário ao Navegador de Conteúdo e à funcionalidade de Administração de Armazenamento.
- Ponto único de acesso no Control Panel para todas as entradas do registro de atividades. Filtre as atividades por área de interesse. Também está disponível o registro de atividades para arquivos e pastas no Navegador de Conteúdo nas propriedades do arquivo.
- Os componentes do repositório de dados e de armazenamento de conteúdo, agora usam o mesmo banco de dados.
- A topologia Enterprise (anteriormente conhecida como escalável) agora apresenta resiliência integrada. Caso um servidor de aplicativos fique inativo, os clientes alternarão para um dos outros servidores de aplicativos.
- O licenciamento atualizado transfere o acesso às assinaturas eletrônicas, pesquisa expandida, visualização de arquivos e a criação de recursos de links seguros para a licença ECM XT.

Versão 2.7

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte de sistemas operacionais adicionado

- Windows 11 Pro (somente clientes)
- Windows 11 Enterprise (somente clientes)

Suporte de Banco de Dados

Suporte de Banco de Dados adicionado

- PostgreSQL 14.1

Suporte de banco de dados removido

- PostgreSQL 11.5
- SQL Server 2014
- Oracle 18c

Suporte de navegador

Suporte de navegador removido

- Internet Explorer

Novos recursos/funcionalidades

- Nova função de Acesso ao Registro de Atividades com o privilégio Visualizar o registro de atividades

Em versões anteriores, todas as entradas no Registro de atividades do Content Management eram visíveis a qualquer usuário conectado, independentemente da função/das permissões. Na v2.7, um novo privilégio (Visualizar o registro de atividades) e uma nova função (Acesso ao Registro de Atividades) contendo apenas este privilégio foram adicionados. Será necessário que os usuários do Content Management tenham o privilégio Visualizar o registro de atividades para visualizar o registro de atividades e todas as suas entradas. Os usuários que têm permissão para visualizar o registro de atividades devem obter (ou estar em um grupo que tenha) a função Acesso ao Registro de Atividades ou outra função que contenha o privilégio Visualizar o registro de atividades.

Durante uma atualização, todos os usuários obterão a função Acesso ao Registro de Atividades, para que os usuários não percam a funcionalidade. No entanto, é possível remover a função Acesso ao Registro de Atividades ou o privilégio Visualizar o registro de atividades de um usuário.

- Exibição padronizada de nomes de usuário com ID de usuário

Os nomes de usuário são exibidos no formato Nome Completo (ID de usuário) em registros de auditoria e registros de atividades

- Os utilitário de Backup e Restauração usam a localização de backup de bancos de dados para armazenamento temporário de arquivos relacionados a backups.
- Novos scripts de backup e restauração para topologias de 4 servidores
- A nova Ferramenta de Configuração Incremental permite que você configure todas as instâncias de PostgreSQL usadas pelo OpenLab Server/ECM XT de uma vez.
- Atualizações ao Instalador do OpenLab
 - Aparência nova e atualizada
 - O acesso a manuais e documentações agora é fornecido por meio de links em uma página HTML, aberta a partir da página Planejamento.
 - A configuração de senhas para o Repositório de dados foi movida para a Etapa 1 em Pré-requisitos de servidor.
- Número ainda mais reduzido de portas de firewall que necessitam estar abertas para executar um sistema OpenLab CDS + OpenLab Server/ECM XT. Consulte o Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server/ECM XT para obter uma lista completa das portas necessárias.

Versão 2.6

Suporte de Banco de Dados

Novo suporte de banco de dados

- Oracle 19c (não é compatível com sistema "all-in-one")
- O PostgreSQL é agora suportado em um servidor de banco de dados separado.

Suporte de banco de dados removido

- Oracle 12c R2

Suporte de Virtualização

- O OpenLab Server/ECM XT é agora suportado em uma máquina virtual hospedada por VMWare vSphere 6.x de 64 bits ou Hyper-V para Windows Server. A máquina virtual deve atender aos requisitos de hardware e software do OpenLab Server/ECM XT.

Suporte de Aplicativos do Office

- Microsoft Office 365 de 64 bits adicionado

Portas de comunicações atualizadas

- O número e o tipo de portas de comunicação usadas pelo OpenLab Server foram alterados na v2.6, conforme descrito na tabela a seguir.

Alteração	Informação da porta		Protocolo de comunicação	
	Tipo da porta	Número da porta	Novo	Velho
Porta adicionada	Interna	9083	HTTP	N/A
Porta adicionada	Interna	12876	HTTP	N/A
Porta adicionada	Externa – Servidor de RabbitMQ	5671, 5672, 15671, 15672, 4369	TCP	N/A
Alteração de protocolo	Externa	52088	HTTPS	HTTP
Alteração de protocolo	Externa	9092	HTTPS	TCP
Alteração de protocolo	Externa	9093	HTTPS	TCP
Alteração de protocolo	Externa	21	FTP	TCP
Porta removida	Externa	52080	HTTP	N/A

Novos recursos

- Novas funções e privilégios do Content Management
 - Nova permissão Excluir Conteúdo do Projeto oferece a capacidade de excluir e mover conteúdo associado a projetos
 - Nova função Exclusão de Conteúdo do Projeto com o privilégio Excluir Conteúdo do Projeto (Shared Services)
 - Nova função Administrador do Content Management: Ver, ler, adicionar, modificar, mover e excluir o conteúdo de projetos
- Novos utilitários de Backup e Restauração
 - Dois novos utilitários substituem os procedimentos manuais de backup e restauração. O usuário pode escolher o armazenamento de hot/cold backup, backup completo/incremental, imediato/agendado, assim como local ou baseado na nuvem (Amazon S3). Restauração para sistemas limpos ou existentes.
 - Compatíveis com topologias "all-in-one" e de 2 servidores
 - Os utilitários de Backup e Restauração não suportam bancos de dados Oracle
- O OpenLab CDS com OpenLab Server agora utiliza protocolos de comunicação HTTPS seguros entre componentes do CDS (por exemplo, clientes do OpenLab CDS, AIC e navegadores da Web) e o aplicativo de servidor. Para garantir a autenticação adequada dos aplicativos, o Agilent OpenLab pode utilizar qualquer certificado digital existente assinado comercialmente OU o certificado autoassinado OpenLab fornecido como parte da configuração do sistema.

- Nem todos os sistemas conectados ao OpenLab Server usarão os protocolos de comunicação https. Veja os detalhes do sistema associado para aplicabilidade. Se algum sistema que usa o protocolo HTTPS estiver conectado, um certificado digital apropriado deve ser usado.
- Nova licença do Basic Server
 - Servidor "all-in-one" de nível básico para até 4 instrumentos configurados
 - Não possui suporte às assinaturas eletrônicas.
 - Não possui suporte à edição offline.
 - Não possui suporte ao banco de dados Oracle.

Versão 2.5

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte ao SO do novo servidor:

- Windows Server 2019 (64 bits) Standard ou Datacenter

Suporte ao SO do novo cliente:

- Windows Server 2019 (64 bits) Standard ou Datacenter

Suporte de sistemas operacionais removido:

- Windows 7 SP1 (64 bits) Professional ou Enterprise Edition¹
- Windows Server 2012 R2 Standard ou Enterprise Edition

Suporte de Banco de Dados

Novo suporte de banco de dados:

- SQL Server 2019 (64 bits)
- PostgreSQL (64 bits) 11.5
- Oracle (64 bits) 18c

Suporte de banco de dados removido:

- Microsoft SQL Server 2012 Standard ou Enterprise (64 bits) SP4

¹ Interface do ECM XT para o Empower 3 funciona no Windows 7

Novos recursos

- Hot Backup e restauração

Novo hot backup e restauração para o OpenLab Server e o sistema ECM XT, incluindo hot backup de índices Solr, banco de dados, armazenamento de conteúdo e informações de configuração. O hot backup pode ser realizado enquanto o sistema continua a adquirir e analisar dados.

- Arquivamento automático

O novo recurso de arquivamento automático permite que o usuário crie tarefas de arquivamento automático que são executadas em horas específicas. Quando as tarefas de arquivamento automático são executadas, as regras de arquivamento especificadas pelo usuário atribuídas às pastas de conteúdo são aplicadas e o conteúdo é movido para o local de arquivamento de destino. A própria funcionalidade de arquivamento permanece como em revisões anteriores do software.

- Aumento da segurança

O suporte a funções de segurança inclui: Suporte para filtro HTTPS, CSRF (Cross-Site Request Forgery) e configuração de CORS (Cross Origin Resource Sharing) para prevenir solicitações entre domínios.

- Nova Ferramenta de Preparação do Sistema

A nova Ferramenta de Preparação do Sistema substitui a Ferramenta de Preparação do Local. A Ferramenta de Preparação do Sistema garante que a configuração do sistema cumpra os requisitos antes da instalação do OpenLab. A ferramenta pode ser executada a partir do instalador e pode ser executada antes da instalação.

Versão 2.4

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte ao SO do novo servidor:

- Microsoft Windows Server 2016 Standard ou Datacenter

Suporte ao SO do novo cliente:

- Microsoft Windows Server 2016 Standard ou Datacenter

Nenhum suporte a sistema operacional foi removido desde v2.3.

Suporte de Banco de Dados

Novo suporte de banco de dados:

- Microsoft SQL Server 2017 Standard ou Enterprise (64 bits)
- Microsoft SQL Server 2016 SP2 Standard ou Enterprise (64 bits)
- PostgreSQL Server 10.3
- Oracle 12c R2

Suporte de banco de dados removido:

- PostgreSQL Server 9.3
- Oracle 12c R1

Novos recursos

- Separação do local de armazenamento do Conteúdo ativo e do Arquivo

Os arquivos bloqueados para arquivamento são armazenados em um local diferente dos arquivos não arquivados. Quando um arquivo é arquivado, o arquivo físico é movido do local de armazenamento ativo para o local de arquivamento. A etapa 4 do instalador do OpenLab foi atualizada para permitir a definição de locais de armazenamento ativos e de arquivamento. O administrador pode adicionar o armazenamento pós-instalação, executando a etapa 4 do instalador do OpenLab.

- Suporte a diversos locais de armazenamento Ativos e de Arquivamento

É possível definir e usar mais de um local de armazenamento ativo. Locais de armazenamento recém-adicionados são designados como "Primário". O local de armazenamento primário é usado para todos os carregamentos de arquivo, sendo uma localização de leitura/gravação. Locais primários anteriores são designados automaticamente como "Secundários" quando o novo local de armazenamento é configurado. Os locais de armazenamento de arquivos secundários são somente de leitura. Os locais de armazenamento são adicionados através da etapa 4 do instalador do OpenLab.

O mesmo esquema de local Primário/Secundário aplica-se aos locais de Arquivo.

- Suporte para Armazenamento de arquivo na Amazon Cloud

A Amazon S3 cloud pode ser usada para armazenamento de arquivos ativos, arquivados ou ambos. Para adicionar um local de armazenamento Amazon S3 basta usar a etapa 4 do instalador do OpenLab.

- Suporte para Configuração automatizada da topologia escalável

A topologia escalável do OpenLab Server agora pode ser configurada de forma automática usando a etapa 4 do instalador do OpenLab. O instalador oferece suporte a novas configurações de servidor para todos os três tipos de servidor: Content Management com serviços de Índice e Busca, somente Content Management, ou somente Índice e Busca. Servidores existentes podem ser reconfigurados para serem servidores somente de Content Management.

- Conjunto de arquivos

Agrupamento de arquivos analíticos (por exemplo, sequência, projeto, estudo). O agrupamento do Conjunto de arquivos preserva o texto analítico, habilitando o acesso, o download e a gestão de versão de um grupo inteiro de arquivos. Os arquivos agrupados em Conjuntos de arquivos são armazenados em pastas especiais, indicadas em cor azul-escuro.

Os Conjuntos de arquivos passam por controle de versão sempre que novos arquivos são adicionados a ou carregados nesse Conjunto. Uma nova propriedade Histórico de Versão do Conjunto de Arquivos nas pastas de Conjuntos de Arquivos permite acessar para visualizar e baixar versões antigas de um Conjunto de arquivos. Os Conjuntos de arquivos podem ser baixados como um arquivo zip usando uma ação da pasta nova. As funções de Conjuntos de arquivos descritas acima estão disponíveis somente através da interface de usuário do Content Management.

- Filtragem e pesquisa de pastas com base em metadados

A pesquisa foi melhorada com a introdução da filtragem e pesquisa de pastas com base em metadados. A filtragem com base em metadados facilita a busca de resultados por arquivos ou pastas específicas com base em atributos como tipo de dados, data do carregamento ou Conjunto de arquivo. A pesquisa por pastas apresenta resultados de pesquisa somente com pastas.

- Visualização dos arquivos dentro de um SSIZIP

Por padrão, ao ver um arquivo SSIZIP é exibido todo o conteúdo do arquivo. Clicar em um dos seguintes tipos de arquivos mostra uma visualização desse arquivo: .ch, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, ou .txt. Observe que essa melhoria permite a visualização de dados da cromatografia ChemStation a partir do SSIZIP ChemStation, sem precisar de download ou extração de arquivo.

Versão 2.3

As informações ou modificações fornecidas nesta seção aplicam-se ao OpenLab Server e ao ECM XT.

Suporte de Banco de Dados

- Microsoft SQL Server 2012 Standard ou Enterprise (64 bits) SP4
- Microsoft SQL Server 2014 Standard ou Enterprise (64 bits) SP2
- PostgreSQL Server 9.3
- Oracle 12c R1

Diversos

- Mecanismo de pesquisa subjacente atualizado de Solr 4 para Solr 6.3
- Novo serviço de pesquisa dedicado adicionado para otimização da pesquisa e indexação de conteúdo

Versão 2.2

As informações ou modificações fornecidas nesta seção aplicam-se ao OpenLab Server e ao ECM XT.

Novo Suporte de Banco de Dados

Microsoft SQL Server 2014

Novos Recursos

- Instalador atualizado
- Link para o módulo de Console de Administração adicionado à interface de
- usuário Web do Content Management
- API de armazenamento atualizada para suportar o OpenLab CDS 2.2

Versão 2.1

Novo Suporte de Banco de Dados

- Versão do PostgreSQL atualizada para 9.3.6

Novos Recursos

- Melhoramentos na Pesquisa e Extração de Metadados para suportar os formatos de arquivo do OpenLab CDS 2.1
- Compatibilidade com o recurso de pesquisa do OpenLab CDS 2.1
- Extensões e personalizações atualizadas da Interface Web do Usuário
- Nova permissão Acessar o Conteúdo Utilizando o Cliente Web adicionada
- Desempenho geral do sistema aprimorado

Diversos

- OpenLab Data Store renomeado para OpenLab Server
- Interface Web do Data Store renomeada para Content Management
- Removida a capacidade de arquivar e limpar arquivos fora do repositório
- Capacidade de suporte ao Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 removida
- Capacidade de suporte ao Microsoft SQL Server 2008 removida
- Removida a capacidade de suporte ao Oracle 11g

Versão 2.0

Novo Suporte de Banco de Dados

- Oracle 11g R2
- Oracle 12c R1

Novos recursos

- Novo instalador
- Extensão e personalização atualizadas da Interface Web do Usuário
- Nova interface do usuário com base nas novas diretrizes de projeto da Agilent
- Maior capacidade para arquivar e limpar arquivos fora do repositório
- Nova API de armazenamento para suportar o OpenLab CDS 2.0
- Melhoramentos na Pesquisa e Extração de Metadados para suportar os formatos de arquivo do OpenLab CDS 2.0
- Suporte de alta disponibilidade e desempenho para uma configuração agrupada
- Mais suporte em português brasileiro

Versão A.02.02

Novo Suporte de Sistemas Operacionais

- Microsoft Windows Server 2012 R2
- Novo Suporte de Base de Dados
- PostgreSQL 9.2
- Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2

Novos recursos

- Suporte FTP

É possível utilizar ferramentas genéricas de cliente FTP como o FileZilla para baixar ou carregar arquivos no repositório do OpenLab Data Store. As permissões e privilégios do usuário configuradas no sistema também se aplicam às atividades FTP.

O procedimento para ativar ou desativar o protocolo FTP, o qual está habilitado por padrão, encontra-se documentado no Guia de Administração do OpenLab Data Store.

- Suporte de HTTPS e FTPS

Versão A.02.01

- O servidor OpenLab Data Store A.02.01 pode ser instalado independentemente de outro software OpenLab por meio de um programa de instalação dedicado.
- O software pode ser instalado em um mecanismo de banco de dados Postgre SQL rev. 9.0 como complemento ao Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2.
- O servidor é ativado automaticamente no momento da instalação com autenticação interna. É criado um usuário padrão chamado "admin" com a senha "openlab".
- O software suporta até 30 instrumentos de Estações de Trabalho mistas do OpenLab CDS (ChemStation ou EZChrom) e Estações de Trabalho ICP-MS MassHunter no mesmo servidor.
- Os aplicativos de laboratório introduzidos com o OpenLab Data Store A.01.02 não são compatíveis com esta versão.



3 OpenLab ECM XT

O OpenLab ECM XT contém o software OpenLab Server com funcionalidade avançada de gerenciamento de conteúdo (por exemplo, assinaturas eletrônicas) e funcionalidades adicionais, incluindo:

- Import Services: Envie arquivos de suas pastas locais para o OpenLab Content Management.
- Import Scheduler: Importe arquivos armazenados nos computadores da sua rede para ECM XT automaticamente.

Alterações nas versões de lançamento do software ECM XT são fornecidas na seção abaixo.

Versão 2.8

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte de sistemas operacionais adicionado.

- Windows Server 2022

Suporte de sistemas operacionais removido.

- Windows Server 2016

Suporte de Banco de Dados

Suporte de Banco de Dados adicionado.

- PostgreSQL 15.x
- SQL Server 2022

Suporte de banco de dados removido.

- PostgreSQL 14.x
- SQL Server 2016
- SQL Server 2017
- Oracle 19c

Novos recursos/funcionalidades

- A partir da versão 2.8, o OpenLab ECM XT apresenta um armazenamento de conteúdo seguro e uma interface de usuário atualizados.
 - Navegador de Conteúdo novo e otimizado, com fácil acesso à faixa de comandos para funções de armazenamento seguro de conteúdo.
- Nova interface Web da Administração de Armazenamento com novos recursos para gerenciar locais e conteúdo de armazenamento físico.
 - Adicione locais de armazenamento e atribua ou altere a designação de armazenamento principal.
 - Adicione locais de armazenamento do Amazon S3.
 - Arquivamento atualizado
 - Realoque arquivos para locais de armazenamento diferentes. Move arquivos físicos para um local selecionado onde podem ser bloqueados para o armazenamento de arquivamento.
 - Execute a realocação de imediato ou automaticamente com base em um agendamento criado por você. Inclui capacidade de gerenciar agendas e tarefas de realocação.

- Configure um agendamento de bloqueio para bloquear automaticamente todos os arquivos em uma pasta designada (e, opcionalmente, subpastas) de acordo com um agendamento definido por você. Inclui capacidade de gerenciar e editar agendamentos de bloqueio.
 - Importe em massa um grande número de arquivos para um local de armazenamento seguro em um único lote. Acesso somente a partir da interface Web da Administração de Armazenamento.
- Novas funções e privilégios para personalizar o acesso do usuário ao Navegador de Conteúdo e à funcionalidade de Administração de Armazenamento.
- Ponto único de acesso no Control Panel para todas as entradas do registro de atividades. Filtre as atividades por área de interesse. Também está disponível o registro de atividades para arquivos e pastas no Navegador de Conteúdo nas propriedades do arquivo.
- Os componentes do repositório de dados e de armazenamento de conteúdo, agora usam o mesmo banco de dados.
- A topologia Enterprise (anteriormente conhecida como escalável) agora apresenta resiliência integrada. Caso um servidor de aplicativos fique inativo, os clientes alternarão para um dos outros servidores de aplicativos.
- O licenciamento atualizado transfere o acesso às assinaturas eletrônicas, pesquisa expandida, visualização de arquivos e a criação de recursos de links seguros para a licença ECM XT.

Versão 2.7

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte de sistemas operacionais adicionado

- Windows 11 Pro (somente clientes)
- Windows 11 Enterprise (somente clientes)

Suporte de sistemas operacionais removido

- Suporte de Windows 7 (usado para Empower 3 FR4)

Suporte de Banco de Dados

Suporte de Banco de Dados adicionado

- PostgreSQL 14.1

Suporte de banco de dados removido

- PostgreSQL 11.5
- SQL Server 2014
- Oracle 18c

Suporte de navegador

Suporte de navegador removido

- Internet Explorer

Suporte de Import Scheduler com Empower

- O Import Scheduler com Empower é compatível com Empower 3 FR5.
- Suporte removido para Empower 3 FR4

Extração de metadados em PDF

Versão suportada: Adobe DC de 32 bits (não foi alterado). No entanto, a Adobe instala a versão de 64 bits por padrão. Além disso, as atualizações automáticas instalam a versão de 64 bits. Para evitar problemas, instale o Acrobat DC de 32 bits usando as instruções fornecidas no Guia de Requisitos do OpenLab Server/ECM XT e o Guia de Instalação do OpenLab Server/ECM XT. Desative as atualizações automáticas para Adobe.

Novos recursos/funcionalidades

- Nova função de Acesso ao Registro de Atividades com o privilégio Visualizar o registro de atividades

Em versões anteriores, todas as entradas no Registro de atividades do Content Management eram visíveis a qualquer usuário conectado, independentemente da função/das permissões. Na v2.7, um novo privilégio (Visualizar o registro de atividades) e uma nova função (Acesso ao Registro de Atividades) contendo apenas este privilégio foram adicionados. Será necessário que os usuários do Content Management tenham o privilégio Visualizar o registro de atividades para visualizar o registro de atividades e todas as suas entradas. Os usuários que têm permissão para visualizar o registro de atividades devem obter (ou estar em um grupo que tenha) a função Acesso ao Registro de Atividades ou outra função que contenha o privilégio Visualizar o registro de atividades.

Durante uma atualização, todos os usuários obterão a função Acesso ao Registro de Atividades, para que os usuários não percam a funcionalidade. No entanto, é possível remover a função Acesso ao Registro de Atividades ou o privilégio Visualizar o registro de atividades de um usuário.

- Exibição padronizada de nomes de usuário com ID de usuário
Os nomes de usuário são exibidos no formato Nome Completo (ID de usuário) em registros de auditoria e registros de atividades
- Os utilitário de Backup e Restauração usam a localização de backup de bancos de dados para armazenamento temporário de arquivos relacionados a backups.
- Novos scripts de backup e restauração para topologias de 4 servidores
- A nova Ferramenta de Configuração Incremental permite que você configure todas as instâncias de PostgreSQL usadas pelo OpenLab Server/ECM XT de uma vez.
- Atualizações ao Instalador do OpenLab
 - Aparência nova e atualizada
 - O acesso a manuais e documentações agora é fornecido por meio de links em uma página HTML, aberta a partir da página Planejamento.
 - A configuração de senhas para o Repositório de dados foi movida para a Etapa 1 em Pré-requisitos de servidor.
- Número ainda mais reduzido de portas de firewall que necessitam estar abertas para executar um sistema OpenLab CDS + OpenLab Server/ECM XT. Consulte o Guia de Requisitos de Hardware e Software do OpenLab Server/ECM XT para obter uma lista completa das portas necessárias.

Versão 2.6

Suporte de Banco de Dados

Novo suporte de banco de dados

- Oracle 19c (não é compatível com sistema "all-in-one")
- O PostgreSQL agora é compatível com um servidor de banco de dados separado

Suporte de banco de dados removido

- Oracle 12c R2

Suporte de Virtualização

O OpenLab Server/ECM XT é agora suportado em uma máquina virtual hospedada por VMware vSphere 6.x de 64 bits ou Hyper-V para Windows Server. A máquina virtual deve atender aos requisitos de hardware e software do OpenLab Server/ECM XT.

Suporte de Aplicativos do Office

- Microsoft Office 365 de 64 bits adicionado

Suporte para implantações de nuvem

- As implantações de nuvem são testadas e suportadas em Amazon Web Services (AWS) e Microsoft Azure, onde o ECM XT é configurado como o repositório seguro para o OpenLab CDS. É necessário um Contrato de Manutenção de Software (SMA, na sigla em inglês). Para obter detalhes sobre as configurações de nuvem suportadas, consulte o Guia de Requisitos do OpenLab CDS ou entre em contato com seu representante Agilent.

Atualizações nas portas de comunicações

- O número e o tipo de portas de comunicação usadas pelo OpenLab ECM XT foram alterados na v2.6, conforme descrito na tabela a seguir.

Alteração	Informação da porta		Protocolo de comunicação	
	Tipo da porta	Número da porta	Novo	Velho
Porta adicionada	Interna	9083	HTTP	N/A
Porta adicionada	Interna	12876	HTTP	N/A
Porta adicionada	Externa – Servidor de RabbitMQ	5671, 5672, 15671, 15672, 4369	TCP	N/A
Alteração de protocolo	Externa	52088	HTTPS	HTTP
Alteração de protocolo	Externa	9092	HTTPS	TCP
Alteração de protocolo	Externa	9093	HTTPS	TCP
Alteração de protocolo	Externa	21	FTP	TCP
Porta removida	Externa	52080	HTTP	N/A

Novos recursos

- Novas funções e privilégios do Content Management
 - Nova permissão Delete Content of Project oferece a capacidade de excluir e mover conteúdo dentro de projetos
 - Nova função Exclusão de Conteúdo do Projeto com o privilégio Excluir Conteúdo do Projeto (Shared Services)
 - Nova função Administrador do Content Management: Ver, ler, adicionar, modificar, mover e excluir o conteúdo de projetos
- Novos utilitários de Backup e Restauração
 - Dois novos utilitários substituem os procedimentos manuais de backup e restauração. O usuário pode escolher o armazenamento de hot/cold backup, backup completo/incremental, imediato/agendado, assim como local ou baseado na nuvem (Amazon S3). Restauração para sistemas limpos ou existentes.
 - Compatíveis com topologias "all-in-one" e de 2 servidores
 - Os utilitários de Backup e Restauração não suportam bancos de dados Oracle
- O OpenLab CDS com ECM XT agora utiliza protocolos de comunicação HTTPS seguros entre componentes CDS (por exemplo, clientes OpenLab CDS, AIC e navegadores da Web) e o aplicativo de servidor. Para garantir a autenticação adequada dos aplicativos, o Agilent OpenLab pode utilizar qualquer certificado digital existente assinado comercialmente OU o certificado autoassinado OpenLab fornecido como parte da configuração do sistema.
 - Nem todos os sistemas conectados ao ECM XT usarão os protocolos de comunicação https. Veja os detalhes do sistema associado para aplicabilidade. Se algum sistema que usa o protocolo HTTPS estiver conectado, um certificado digital apropriado deve ser usado.

Versão 2.5

Suporte de Sistemas Operacionais

Suporte ao SO do novo servidor:

- Windows Server 2019 (64 bits) Standard ou Datacenter

Suporte ao SO do novo cliente:

- Windows Server 2019 (64 bits) Standard ou Datacenter

Suporte de sistemas operacionais removido:

- Windows 7 SP1 (64 bits) Professional ou Enterprise Edition²
- Windows Server 2012 R2 Standard ou Enterprise Edition

² Interface do ECM XT para o Empower 3 funciona no Windows 7

Suporte de Banco de Dados

Novo suporte de banco de dados:

- SQL Server 2019 (64 bits)
- PostgreSQL (64 bits) 11.5
- Oracle (64 bits) 18c

Suporte de banco de dados removido:

- Microsoft SQL Server 2012 Standard ou Enterprise (64 bits) SP4

Novos recursos

- Hot Backup e restauração

Novo hot backup e restauração para o sistema OpenLab ECM XT, incluindo hot backup de índices Solr, banco de dados, armazenamento de conteúdo e informações de configuração. O hot backup pode ser realizado enquanto o sistema continua a adquirir e analisar dados.

- Arquivamento automático

O novo recurso de arquivamento automático permite que o usuário crie tarefas de arquivamento automático que são executadas em horas específicas. Quando as tarefas de arquivamento automático são executadas, as regras de arquivamento especificadas pelo usuário atribuídas às pastas de conteúdo são aplicadas e o conteúdo é movido para o local de arquivamento de destino. A própria funcionalidade de arquivamento permanece como em revisões anteriores do software.

- Aumento da segurança

O suporte a funções de segurança inclui: Suporte para filtro HTTPS, CSRF (Cross-Site Request Forgery) e configuração de CORS (Cross Origin Resource Sharing) para prevenir solicitações entre domínios.

- Nova Ferramenta de Preparação do Sistema

A nova Ferramenta de Preparação do Sistema substitui a Ferramenta de Preparação do Local. A Ferramenta de Preparação do Sistema garante que a configuração do sistema cumpra os requisitos antes da instalação do OpenLab. A ferramenta pode ser executada a partir do instalador e pode ser executada antes da instalação.

Versão 2.4

Inclui alterações ao OpenLab Server listado em OpenLab Server acima, mais o seguinte:

- Localização de Complementos

Os complementos do ECM XT (Import Scheduler, Import Services e modelos em PDF) oferecem agora suporte com localização em chinês, japonês e português do Brasil.

- Suporte a Conjuntos de Arquivos no Import Scheduler

A Tarefa Geral do Import Scheduler possui agora uma opção para carregar arquivos como um Conjunto de Arquivos. As tarefas Empower carregam arquivos automaticamente como um Conjunto de Arquivos

Versão 2.3

Suporte de Sistemas Operacionais

A versão 2.3 do sistema servidor do OpenLab ECM XT é compatível com:

- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ou Enterprise Edition

A versão 2.3 do sistema cliente do OpenLab ECM XT é compatível com:

- Microsoft Windows Server 7 SP1 (64 bits) Professional ou Enterprise Edition
- Microsoft Windows 10 (64 bits) Professional ou Enterprise Edition
- Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard ou Enterprise Edition

Suporte de Banco de Dados

- Microsoft SQL Server 2012 Standard ou Enterprise (64 bits) SP4
- Microsoft SQL Server 2014 Standard ou Enterprise (64 bits) SP2
- PostgreSQL Server 9.3
- Oracle 12c R1

Novos recursos

- Complemento Empower para o Import Scheduler

Permite carregar dados a partir do sistema Waters Empower 3 diretamente no OpenLab ECM XT.

Diversos

- Mecanismo de pesquisa subjacente atualizado de Solr 4 para Solr 6.3
- Novo serviço de pesquisa dedicado adicionado para otimização da pesquisa e indexação de conteúdo



4 Informações Importantes Sobre o Suporte

Consulte a Política de ciclo de vida de suporte do software da Agilent em <https://www.agilent.com/en/support/agilent-openlab-software-support-lifecycle-policy> para que possa agendar as atualizações de modo a manter sua versão atualizada.

Também é possível acessar www.Agilent.com para obter informações atualizadas sobre produtos de software Agilent.

Neste Livro

Este documento lista as principais alterações de recursos feitas em cada versão do software OpenLab ECM XT e OpenLab Server.

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2024
Nº doc. D0036535pt

Revisão A.00 de março de 2024

