



# **Agilent OpenLab CDS EZChrom Edition**

Versão A.04.09

**Notas de Lançamento**

## 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.

### Nº de peça do manual

M8201-99208

### Edição

Rev. B

08/2018

Agilent Technologies, Inc.

### Revisão do Software

Este guia é válido para o OpenLab CDS EZChrom Edition da Agilent, versão A.04.09

Microsoft ® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos EUA.

## Garantia

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

### Licenças de tecnologia

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

### Legenda de direitos restritos

Caso o software seja para uso na execução de um contrato ou subcontrato com o Governo dos EUA, este será fornecido e licenciado como "Software para computador comercial" conforme definido em DFAR 252.227-7014 (junho de 1995), como "item comercial", conforme definido em FAR 2.101(a) ou como "Software para computador restrito" conforme definido em FAR 52.227-19 (junho de 1987), ou qualquer agência de regulamentação ou cláusula contratual equivalente. O uso, a cópia ou a divulgação do software estão sujeitos aos termos de licenças comerciais padrão da Agilent Technologies, e os Departamentos e Agências que não sejam de Defesa do Governo dos EUA não terão direitos além dos Restritos, conforme definido em FAR 52.227-19(c)(1-2) (junho de 1987). Os usuários do Governo dos EUA receberão somente Direitos Limitados, conforme definido em FAR 52.227-14 (junho de 1987) ou DFAR 252.227-7015 (b)(2) (novembro de 1995), como aplicável a todos os dados técnicos.

## Avisos de segurança

### CUIDADO

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

### AVISO

Um **AVISO** representa um perigo. Ele chama a atenção para uma prática, um procedimento operacional ou similares que, se não forem seguidos corretamente poderão resultar em lesões pessoais ou fatais.

**Não prossiga após uma indicação de AVISO até que as condições indicadas tenham sido totalmente compreendidas e atendidas.**

# Índice

<b>Introdução</b>	<b>6</b>
Para Nossos Clientes que Seguem Regulações	6
<b>Versão A.04.09</b>	<b>7</b>
Alterações ao Suporte de Infraestruturas	7
Atualizações para Agilent LC	7
Atualizações para Agilent GC	7
Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS	7
<b>Versão A.04.08</b>	<b>8</b>
Alterações ao Suporte de Infraestruturas	8
Atualizações para Agilent LC	8
Atualizações para Agilent GC	8
Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS	8
<b>Versão A.04.07 SR2</b>	<b>9</b>
Alterações ao Suporte de Infraestruturas	9
Atualizações para Agilent LC	9
Atualizações para Agilent GC	9
Drivers de controle de instrumentos de terceiros	9
Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS	9
<b>Versão A.04.07 SR1</b>	<b>10</b>
Novo fluxo de trabalho para editar uma sequência em execução e editar um método em uma sequência em execução.	10
<b>Versão A.04.07</b>	<b>11</b>
Driver Agilent LC/CE RC.NET atualizado, versão A.02.10, suporta o driver de versão independente A.02.11	11
Driver Agilent LC/CE RC.NET atualizado, pacote de instalação A.02.05	11
Nova entrada da amostra gráfica /Sample Entry (apenas LC)	11
Nova opção de produto OpenLab CDS VL	11
Suporte de base de dados	11
Suporte de Sistemas Operacionais	11
OpenLab Control Panel	12
Classic Agilent 6890 GC	12

## **Versão A.04.06 13**

Licenciamento	13
Alterações no suporte de sistemas operacionais	13
Software OpenLab Data Store A.02.01 – M8620AA	13
OpenLab CDS Shared Services	13
OpenLab Data Analysis A.01.02 – M8370AA	13
Aprimoramentos aos Relatórios Inteligentes	14
Regras e alertas	14
Driver Agilent 78xx GC atualizado, versão 5.03	14
Driver Agilent LC atualizado (drivers RC.NET A.02.09)	15
Driver Agilent 68xx GC atualizado, versão 6.23	15
O driver 68xx Classic está disponível, mas deixou de ser suportado	15
Suporte de drivers de instrumentos de terceiros	15
Nova ferramenta de verificação de software	15
Atualização do OpenLab CDS	15
Versões de drivers de instrumentos e produtos disponíveis na caixa "Sobre" da Ajuda	15

## **Versão A.04.05 16**

Aprimoramentos do OpenLab Control Panel	16
Aprimoramentos da Plataforma EZChrom	16
Localizador de Partes da Agilent	16
Aprimoramentos ao Relatório Inteligente	17
Exibição e impressão de cromatogramas	17
Visualização de relatórios inteligentes	17
OpenLab Data Store A.01.02	17

## **Envio de Amostras 17**

## **Diário de Laboratório 18**

Drivers Agilent LC atualizados	18
Driver Agilent 78xx GC Atualizado (Versão 5.01)	18
Leitura de códigos de barras (7890B)	19
Conservação de recursos (7890B)	19
Resposta de manutenção antecipada (EMF) (7890B)	19
5890 GC	19

Drivers Hitachi Atualizados (LaChrom e Chromaster) 19

Novo OpenLab Data Analysis A.01.01 – M8370AA 19

#### **Versão A.04.04 21**

Atualizações no OpenLab Control Panel e no Shared Services 21

Configuração do armazenamento do Data Store 21

Atualizações do Instalador Principal 21

Bloqueio de Projeto Instrumento 22

Opção de Navegação de Projetos 22

Cálculos de Sinal/Ruído EP 22

Atualizações do Relatório Inteligente 22

Atualização da Sequência ASCII 22

Dados de Fluorescência Espectral 22

Drivers de Controle de Instrumentos Atualizados 23

Driver de Controle Atualizado Agilent LC 23

Driver de Controle Atualizado Agilent GC 23

Driver de controle Hitachi LC 23

Driver de Controle 490 micro GC Atualizado 23

NOVA página html para acessar documentação e manuais OpenLab 23

#### **Versão A.04.03 24**

Atualizações do Instalador Principal 24

Status do Reprocessamento durante a Análise 24

Atualização do Relatório Inteligente 24

Transferência de Sinalizador de Resultados 24

Novas Introduções do Produto 24

Linha de Valor do OpenLab CDS EZChrom 24

Edição Compacta EZChrom OpenLab CDS 24

Novos Drivers de Controle de Instrumentos 25

Driver Atualizado Agilent LC 25

Novo Driver Agilent CTC RC.NET 25

Driver GC Atualizado 25

#### **Versão A.04.02 26**

Conectividade do Agilent OpenLab ECM 26

Virtualização do Aplicativo 26

Atualizações no OpenLab Control Panel e no Shared Services	26
Instalador Principal	26
Novos Controles de Instrumento	27
Ferramenta iControl Panel	27
<b>Versão A.04.01</b>	<b>28</b>
Relatório Inteligente	28
Fluxos de trabalho adicionais	28
Novo Modo de Resultado:	28
Modo de Pacote de Resultados:	28
Modo do Método Principal:	28
Aprimoramentos do Instrumento:	29
OpenLab Control Panel / OpenLab Shared Services	29
Gerenciamento de Instrumento:	29
Gerenciamento de usuários:	29
Gerenciamento de Licenças:	29
Gerenciamento de Projetos:	29
Novo licenciamento	29
Nova camada de comunicação	30
Impressão	30
<b>Boletins de Lançamento e Status do Software</b>	<b>31</b>

## Introdução

Este documento lista as principais alterações de recursos feitas em cada versão da Edição EZChrom do Sistema de Dados Cromatográficos (CDS) OpenLab da Agilent. O seguinte inclui itens modificados no produto núcleo Shared Services.

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 necessita ser restabelecido pelo usuário.

Sempre que o software seja 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.

## Versão A.04.09

### Alterações ao Suporte de Infraestruturas

- Suporte para o OpenLab Server 2.3
- Suporte para OpenLab ECM 3.5 (ECM suporta apenas sistemas em inglês)
- A.04.09 suporta somente as versões Citrix 7.8 e 7.15 [LTSR]
- Windows Server 2016

### Atualizações para Agilent LC

- Suporte para o driver Agilent LC A.02.19

### Atualizações para Agilent GC

- Suporte para o driver Agilent GC B.01.04

### Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS

- Uma opção de "habilitar múltiplas assinaturas no mesmo nível" na janela Editar Assinaturas nas Configurações do Projeto. Com esse recurso, todos os novos projetos OpenLab CDS EZChrom têm a opção de vários usuários com o mesmo nível executarem várias assinaturas no mesmo nível.
  - Os conjuntos de resultados serão bloqueados após a aprovação final da assinatura eletrônica.
  - Depois que a assinatura eletrônica é aplicada, nenhuma mudança adicional é permitida, especialmente alterações no conjunto de dados brutos devido à nova implementação técnica do "arquivo marcador". Isto foi corrigido no A.04.07 SR2 Update 6 e incluído no A.04.09 como um roll up.

- O novo snippet "VersãoDoConjuntoDeResultados" está disponível para Relatório Inteligente em Objetos Especiais > Valores do Sistema ao Vivo. É possível reportar "Versão do conjunto de resultados" para sistemas com o ECM 3.x e ECM XT. Para Sistema de Arquivos, "Versão do conjunto de resultados" será reportado como "N/A".

Observação: O formato de versionamento reportado no Relatório de Método/Relatório Padrão difere do formato do Relatório Inteligente, em que [Versão da sequência][estado modificado] é reportado para o ECM 3.x e [Versão da sequência][Versão do Conjunto de Resultados] é reportado para o ECM XT (Data Store/Content Management) no Relatório Padrão.

## Versão A.04.08

### Alterações ao Suporte de Infraestruturas

- Suporte para Modo Misto, o que permite que o OpenLab CDS EZChrom e o OpenLab CDS 2.x sejam executados em conjunto no mesmo OpenLab Server
- Suporte para Windows 10
- Suporte para o OpenLab Server 2.1
- Suporte para o OpenLab ECM 3.5

### Atualizações para Agilent LC

- Suporte para o driver Agilent LC A.02.16

### Atualizações para Agilent GC

- Suporte para o driver Agilent GC B.01.02

### Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS

- Opção para aplicação global do registro de auditoria. Com esse recurso, todos os novos projetos do OpenLab CDS EZChrom terão o registro de auditoria automaticamente ativados. Esse recurso foi introduzido no hotfix 2 do OpenLab CDS EZChrom A.04.07 SR2

## Versão A.04.07 SR2

### Alterações ao Suporte de Infraestruturas

- Suporte do OpenLab CDS A.02.02 SR2 e OpenLab CDS 2.0 compartilhando o mesmo servidor OpenLab Data Store
- Suporte do OpenLab Data Store 2.0 e ECM 3.4.1 SP2

### Atualizações para Agilent LC

- Inclui Driver Agilent LC/CE RC.NET, versão A.02.13

### Atualizações para Agilent GC

- Inclui Driver Agilent GC RC.Net, versão A.03.02
- O 7890B suporta Detectores de Quimiluminescência de Enxofre 8355 (G3488A) e Nitrogênio 8255 (G3489A) da Agilent.
- O Editor de Métodos GC fornece uma Árvore de Navegação dos instrumentos disponíveis, como injetores, detectores, forno e sinais apenas para 78xx.
- O 7820A suporta FPD, FPD+, COC e os eventos de tempo TCD.

### Drivers de controle de instrumentos de terceiros

- Drivers de terceiros consolidados no disco 5

### Novidade para a Edição EZChrom do OpenLab CDS

- Suporte para Citrix 7.6 (somente cliente)
- ATK atualizado com documentação e código da amostra atualizados.

## **Versão A.04.07 SR1**

**Novo fluxo de trabalho para editar uma sequência em execução e editar um método em uma sequência em execução.**

## Versão A.04.07

### Driver Agilent LC/CE RC.NET atualizado, versão A.02.10, suporta o driver de versão independente A.02.11

- Suporte para o novo Agilent 1290 Infinity II Multisampler (G7167A/B)
- Com suporte A.02.11 dos novos módulos Agilent Infinity II

### Driver Agilent LC/CE RC.NET atualizado, pacote de instalação A.02.05

- Agilent 78xx RC.Net GC driver, versão 5.05
- Agilent 68xx RC.Net GC driver, versão 6.25

### Nova entrada da amostra gráfica / Sample Entry (apenas LC)

Introduz uma representação gráfica dos amostradores automáticos e contêineres de amostras (bandeja e plates) para simplificar a tarefa de criar sequências ou listas de amostras.

### Nova opção de produto OpenLab CDS VL

Está incluído um driver de sistema do Agilent LC Core no pacote da licença principal OpenLab CDS VL. Este driver pode operar um instrumento 1260 Infinity LC com módulos selecionados (para mais detalhes consulte o guia "Instrumentos e firmware suportados").

### Suporte de base de dados

- Microsoft SQL Server 2012 SP2 Standard ou Enterprise Ed.
- PostgreSQL 9.2
- Oracle 12c R1
- Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (Edição Standard, Enterprise ou Express) apenas suportados para atualizações
- Oracle 11g R2 apenas suportado para atualizações

### Suporte de Sistemas Operacionais

- Windows 7 SP1 Professional ou Enterprise (32/64 bits)
- Windows 8.1 SP1 Professional ou Enterprise (32/64 bits)
- Microsoft Windows Server 2012 R2

## OpenLab Control Panel

A visão geral do laboratório/Lab at a Glance, tem agora uma coluna denominada "Amostra Atual" que exibe o nome da amostra em execução.

## Classic Agilent 6890 GC

Começando na Edição EZChrom A.04.06 do OpenLab CDS, o Classic 6890 GC já não é suportado e não pode ser utilizado para adquirir dados. O driver 68xx classic está apenas disponível para reprocessar dados previamente criados com um Classic 6890 GC.

Não existirão novas atualizações ou hotfixes para o Classic 6890 GC.

## Versão A.04.06

### Licenciamento

Com o OpenLab CDS A.02.01, a Agilent está incrementando a versão da licença. Com a Edição EZChrom A.04.06 do OpenLab CDS, a versão da licença será incrementada para 4.6. A licença deve ser atualizada antes de instalar o novo OpenLab CDS Edição EZChrom A.04.06. Para clientes com um SMA válido, existe um botão de atualização no SubscribeNet, o qual permite atualizar a licença para a versão 4.6.

### Alterações no suporte de sistemas operacionais

- Windows 8.1 SP1 Professional ou Enterprise (32/64 bits)
- Windows 7 SP1 Professional ou Enterprise (32/64 bits)
- Microsoft Windows XP deixou de ser suportado

### Software OpenLab Data Store A.02.01 – M8620AA

- O OpenLab Data Store tem o seu próprio instalador em um DVD separado
- Suporte para bancos de dados PostgreSQL
- Suporte para 30 instrumentos, no máximo. Consulte o guia de requisitos de hardware e software do Data Store para mais detalhes.
- Suporte da Edição EZChrom do OpenLab CDS e de estações de trabalho ICP-MS Workstations no mesmo servidor
- Os Aplicativos de Laboratório não são suportados nesta versão

### OpenLab CDS Shared Services

- Atualizações das telas de Login, Failover e configuração local do OpenLab Shared Services
- Suporte para banco de dados PostgreSQL
- O Microsoft SQL edição Express é apenas suportado para atualizações

### OpenLab Data Analysis A.01.02 – M8370AA

O OpenLab Data Analysis é um produto para dados cromatográficos das Edições ChemStation e EZChrom do OpenLab CDS. O OpenLab Data Analysis A.01.02 disponibiliza aprimoramentos de produtividade, calibração e quantificação, melhorias da interface de usuário para revisão de dados, reprocessamento, entre outros. Consulte as Notas de Versão no disco 7 para uma lista detalhada de aprimoramentos.

## Aprimoramentos aos Relatórios Inteligentes

- Impressão melhorada de curvas de calibração
- Escalonamento melhorado e novas opções de cor para cromatogramas
- Alteração das propriedades da fonte para vários itens de relatório ao mesmo tempo
- Acesso direto a propriedades de uma coluna de tabela
- Suporte de expressões para gráfico de escala do eixo
- Filtro de pico simples para controle de gráficos (tipo tabela/matriz)
- Alteração do tamanho e da orientação do papel a qualquer momento
- Ferramentas de alinhamento melhoradas
- Filtro de data/hora para o visualizador de registro de auditoria de modelo de relatório

## Regras e alertas

- Tratamento configurável de erros de pré-injeção (vias ausentes para uma bandeja; erro do êmbolo de injetor)
  - Ignorar o Vial
  - Parar
- Ação configurável após pressionar o botão de parada do GC
  - Pressionando a tecla de parada/Stop no teclado do GC interromperá a corrida atual e gerará um relatório, prosseguindo depois para a próxima linha na sequência.
  - Abortar

## Driver Agilent 78xx GC atualizado, versão 5.03

- Suporte ao sensor de hidrogênio para efeitos de calibração, relatório e desligamento do hidrogênio quando é detectada uma fuga de hidrogênio
- Operação melhorada após breves interrupções da LAN
- Configuração de ajuste do NDP agora disponível na caixa de diálogo Manutenção
- Comunicação do headspace 7697A para o GC 7890B mostrada no status
- Melhores comunicações diretas entre o GC 7890B e o Headspace 7697A para EMF e métodos de suspensão/ativação e ventilação

## Driver Agilent LC atualizado (drivers RC.NET A.02.09)

- ISET 3 (Intelligent System Emulation Technology – Tecnologia de emulação de sistema inteligente) – usando bomba quaternária 1290 [G4204A]
- Suporte do recurso HDR para detectores DAD (G4212A/B)
- Suporte do cabeçote de válvula 5067-4214 (2ps/4pt-4pt, 1200 bar) com UVD G1170A e Flexible Cube G4227A

## Driver Agilent 68xx GC atualizado, versão 6.23

Capacidade de configurar o tratamento de erros do amostrador automático a partir da guia Configuração/ALS no Editor de Método.

## O driver 68xx Classic está disponível, mas deixou de ser suportado

O driver 68xx classic está apenas disponível para reprocessar dados previamente criados com um 68xx GC. Não existirão novas atualizações ou hotfixes para o driver 68xx Classic.

## Suporte de drivers de instrumentos de terceiros

- Driver Shimadzu RC.NET LC integrado
- Driver Hitachi Primaide integrado
- Hitachi ChromasterUltra Rs integrado

## Nova ferramenta de verificação de software

Os nomes do relatório de IQT e do relatório de qualificação da instalação foram atualizados para Verificação de Software e Relatório de Verificação de Software. A funcionalidade não foi alterada.

## Atualização do OpenLab CDS

O OpenLab CDS A.02.01 permite operação em laboratório durante uma fase de atualização para minimizar o tempo de espera. Este modo suporta execução de diferentes versões do OpenLab CDS no mesmo ambiente em rede ou distribuído (para mais detalhes consulte o "Guia de administração OpenLab CDS").

## Versões de drivers de instrumentos e produtos disponíveis na caixa "Sobre" da Ajuda

Estão agora disponíveis versões detalhadas de drivers e produtos.

## Versão A.04.05

### Aprimoramentos do OpenLab Control Panel

- O status da visualização rápida de laboratório rastreia agora o progresso da sequência com repetições
- Edição melhorada de usuário em Administração
- Padrões melhorados de exibição de status do instrumento

### Aprimoramentos da Plataforma EZChrom

- No "Modo de Revisão de Resultado", quando um usuário abre um método, prep de amostra, sequência ou arquivo de dados, o método e arquivo de sequência abertos mais recentemente, se disponíveis, ficarão abertos em vez de serem definidos para não atribuído ao fechar o "Conjunto de Resultados"
- Sinal de atualização exibido automaticamente no gráfico online sempre que um método é baixado para o instrumento
- Curvas de traço auxiliar do instrumento agora disponíveis no Relatório Inteligente
- Suporte API para automação do driver LC: definir parâmetros do instrumento a partir de um aplicativo de terceiros (por exemplo, taxa de fluxo, composição do solvente) para o driver LC Agilent
- Opção para selecionar Hora Local ou UTC em relatórios exportados
- A exibição e o posicionamento de janelas de valores de configuração do instrumento e curvas do instrumento são agora continuados
- A integração periódica automática durante a aquisição encontra-se agora funcional
- Definição automática do canal de subtração da linha de base do tipo de corrida de sequência
- Carregamento de arquivos de Sequência Facilitada/ Easy Sequence para o ECM
- Funções de cortar, copiar, colar adicionadas ao método avançado
- Truncamento da exibição do campo de descrição da sequência alargado

### Localizador de Partes da Agilent

A nova ferramenta Localizador de Partes da Agilent está devidamente integrada na Edição EZChrom do OpenLab CDS. Pode ser ativada a partir do menu Instrumento e permite ao usuários localizar rapidamente o número da parte e adicioná-la à lista de partes ou aos favoritos e, em seguida, imprimir a lista de partes ou salvá-la em um arquivo.

O localizador de partes suporta o GC 7693A e 7650A ALS, 7890A e 7890B.

## Aprimoramentos ao Relatório Inteligente

- As colunas de tabelas podem agora ser formatadas usando formatação condicional com base em resultados de expressões. As expressões podem incluir variáveis e parâmetros personalizados.

## Exibição e impressão de cromatogramas

- Uma nova opção de impressão otimiza a impressão de cromatogramas em impressoras a preto e branco. Todos os sinais são desenhados em cor preta.
- O desenho de linhas de base foi melhorado.
- Em uma série de sinais sobrepostos, o usuário pode agora optar por limitar a anotação de pico a um único sinal ou anotar tudo.
- Os usuários podem desligar a compactação de dados de bitmap para altas taxas de amostragem dos detectores. Esta opção não afeta os dados brutos/Raw adquiridos. Desligar a compactação de dados somente melhora a exibição e impressão do sinal.
- A nova opção de relatório "atraso de fração" permite a correção do tempo de atraso entre o coletor de frações e o detector ao marcar as frações na impressão do cromatograma.
- A impressão do desempenho foi melhorada, permitindo agora a leitura de informações de registro de auditoria a partir de arquivos de registro da EZChrom e não a partir do arquivo ACAML. O registro de auditoria ainda é reportado conforme esperado.

## Visualização de relatórios inteligentes

As visualizações de relatórios atualizadas interativamente podem agora ser impressas como uma cópia impressa ou salvas como PDF.

## OpenLab Data Store A.01.02

Com o OpenLab Data Store A.01.02, os Aplicativos de Laboratório foram introduzidos para acomodar fluxos de trabalho de laboratório comuns e incluem dois aplicativos:

### Envio de Amostras

- Solicitar uma análise – Preparar uma sequência de cromatografia e atribuí-la ao analista por meio do Data Store.
- Aceitar e concluir a análise – O analista recebe a sequência, executa-a em um instrumento que usa um sistema Agilent CDS e armazena os resultados no Data Store.
- Revisar resultados – Importar os resultados, revisar, aprovar ou rejeitá-los no Data Store.

### Diário de Laboratório

- Gerenciar recursos de laboratório, como instrumentos e colunas.
- Capturar eventos de laboratório importantes como manutenção, substituições, calibrações do instrumento, etc.
- Revisar as operações que ocorreram em um instrumento ou coluna específicos.
- Exibir estatísticas de uso simples para instrumentos ou colunas.

Para além disso, a interface de usuário do Data Store foi modificada para suportar os novos aplicativos.

### Drivers Agilent LC atualizados

Suporte para sistemas LC preparativos 1260 da Agilent, incluindo:

- Bomba preparativa isocrática 1260 (G1361A)
- Grupo de até quatro bombas preparativas isocráticas 1260 (G1361A)
- Coletor de frações (G1364A)
- Grupo de até três coletores de frações (G1364A/B/C ou G5664A) e, além disso, um como coletor de frações de recuperação (G1364A/B/C ou G5664A)
- Amostrador automático de loop duplo 1260 (G2258A)
- Amostrador automático preparativo 1260 (G2260A)

### Driver Agilent 78xx GC Atualizado (Versão 5.01)

- Suporte para o novo instrumento GC 7890B da Agilent
- Tratamento melhorado de erros do amostrador automático (ALS), como um frasco em falta; opção de abortar/tentar novamente do ALS disponível na interface de usuário de status do GC
- Nova Conservação de Recursos (Suspensão/Ativação) com 7890B
- Nova Resposta de Manutenção Antecipada (EMF) com 7890B
- Nova Leitura de Códigos de Barras com Entrada Automática com 7890B
- Configuração da Coluna Atualizada, incluindo a capacidade de bloquear a coluna
- Nova Configuração da Seringa e do Revestimento
- Suporte para a Mini Unidade de Dessorção Térmica (TD) 7667A
- Calculadoras do GC integradas no editor de método
- Banco de Dados de Colunas Atualizado
- Novos Bancos de Dados da Seringa e do Revestimento
- Novas Opções de Bloqueio do Teclado

## Leitura de códigos de barras (7890B)

A leitura de códigos de barras permite a transferência automática de informações de colunas, linhas e seringas para o método.

## Conservação de recursos (7890B)

Os usuários podem agora reduzir o consumo de gás e energia com a nova funcionalidade Conservação de Recursos. É possível colocar o instrumento em suspensão manualmente ou agendando a hora nos métodos de Ativação e Suspensão.

## Resposta de manutenção antecipada (EMF) (7890B)

Os contadores de EMF definidos pelo usuário podem agora ser configurados no OpenLab CDS com base na configuração do GC. As notificações de Avisos e Serviço Previsto são fornecidas com base nos limites configurados. As exceções de EMF podem ser impressas nos Relatórios Inteligentes.

## 5890 GC

Com a Edição EZChrom A.04.04 do OpenLab CDS, o 5890 GC foi removido como seleção de instrumento no Agilent OpenLab Control Panel. Deixou de ser possível configurar um 5890 GC. A capacidade para configurar um 5890 GC foi agora reintroduzida na Edição EZChrom A.04.05 do OpenLab CDS apenas para compatibilidade com versões anteriores.

O driver 5890 está apenas disponível para reprocessar dados previamente criados com um 5890 GC. O driver 5890 não foi testado e já não é suportado. Não existirão novas atualizações ou hotfixes para o driver 5890 GC.

## Drivers Hitachi Atualizados (LaChrom e Chromaster)

## Novo OpenLab Data Analysis A.01.01 – M8370AA

Com o OpenLab Data Analysis, a Agilent introduz um novo pacote de análise de dados para criar relatórios de amostra, relatórios de resumo de sequência e relatórios de resumo de sequência cruzada. Este está totalmente integrado e é compatível com os dados das Edições EZChrom e ChemStation.

A primeira versão foi projetada para análise de dados em laboratórios Químicos e Petroquímicos e na Indústria de Processamento de Hidrocarbonetos. Recursos da versão A.01.01:

- Reprocessamento muito rápido (mais do que 10 vezes mais rápido que o OpenLab CDS).
- Operação intuitiva com interface de usuário simples.
- As faixas de funções ao estilo da Microsoft e a árvore de seleção de dados aprimorada permitem acesso rápido às funções e aos dados principais. Selecionar dados a partir de várias pastas, carregar conjuntos de resultados completos ou selecionar amostras únicas.
- Ferramenta de integração de picos somente com um clique para revisão rápida.
- Revisão fácil de amostras: Novo conceito de visualização de dados permite sobrepor e comparar centenas de sinais. Trabalhar com instrumentos LC e GC ao mesmo tempo e usar vários métodos e conjuntos de dados em paralelo.
- Efetuar escalonamento automático para um pico específico, ignorar picos principais ou efetuar escalonamento para a linha de base. Suporta a personalização do layout da tela com base nos quatro layouts configuráveis predefinidos.

## Versão A.04.04

### Atualizações no OpenLab Control Panel e no Shared Services

- Aprimoramentos à Interface de Usuário de Licenciamento
- Projetos Genéricos
- Autenticação para Data Store
- Sincronização do Data Store

### Configuração do armazenamento do Data Store

O OpenLab CDS Edição EZChrom e o Shared Services suportam agora a utilização de um data store como o local de armazenamento de seus dados científicos. A utilização do armazenamento de dados é suportada em configurações em rede e distribuídas do OpenLab CDS e oferece diversas vantagens para seu sistema:

- Armazenamento central com segurança
- Processa conteúdos localizados chineses/japoneses
- Acesso a dados com base na Web para pesquisa, compartilhamento e revisão
- Controle de versão de pacotes de resultados
- Conformidade 21 CFR 11: assinaturas eletrônicas e registros de auditoria

### Atualizações do Instalador Principal

O Instalador Principal suporta agora a instalação sobre um sistema A.04.03 existente, resultando em uma atualização automática. A atualização automática a partir do A.04.01 não é suportada e requer a desinstalação.

O reparo da instalação de software é agora suportado usando o utilitário de reparo encontrado na seção de manutenção do instalador principal.

Uma nova ferramenta de instalação do software está agora disponível na seção de manutenção do instalador principal. No momento esta ferramenta suporta somente a adição de componentes de Armazenamento de dados para um AIC ou para um cliente atualizado a partir de uma revisão anterior. No futuro, esta função suportará outros complementos.

A instalação detalhada de clientes e AICs é suportada. Um arquivo XML pode ser exportado no final da definição de parâmetros do instalador e pode ser utilizado para instalar uma configuração idêntica em outras máquinas.

O instalador principal suporta agora a instalação dos componentes do sistema de armazenamento Data Store, incluindo servidores, AICs e clientes.

## Bloqueio de Projeto Instrumento

Os projetos dispõem agora de uma função que permite ao administrador definir um projeto padrão para instrumentos. Este projeto padrão também pode ser definido como o projeto obrigatório para iniciar o instrumento para todos os usuários.

## Opção de Navegação de Projetos

Os projetos têm agora uma opção que permite ao administrador bloquear os usuários do projeto dentro de pastas de projeto definidas. Isto impede que usuários abram ou salvem arquivos em/de locais fora da estrutura predefinida do projeto.

## Cálculos de Sinal/Ruído EP

O sinal integrado no parâmetro personalizado de ruído foi atualizado para refletir os novos requisitos de cálculo da Farmacopeia Europeia relativos ao cálculo de ruído corrigido do desvio da linha de base.

## Atualizações do Relatório Inteligente

O mecanismo de relatórios foi atualizado para suportar o formato v1.4 ACAML. Informações de método de parâmetros de instrumento LC estão agora disponíveis nos relatórios inteligentes.

## Atualização da Sequência ASCII

As sequências ASCII suportam agora o código de volumes de injeção na sequência para usar o volume do método. Para o parâmetro de volume, insira o texto "UseMethod" sem aspas como o valor de volume no formato de sequência ASCII padrão.

## Dados de Fluorescência Espectral

A Edição EZChrom do OpenLab CDS suporta agora a captura e visualização de dados em 3D para detectores de fluorescência Agilent LC (FLDs).

## Drivers de Controle de Instrumentos Atualizados

### Driver de Controle Atualizado Agilent LC

- Painel de controle de status aprimorado para melhor controle e interação
- Bomba Quat 1290 (G4204A)
- 1220 Infinity LC DAD (G4294B)
- Cubo flexível (G4227A)(driver independente)
- UIB II (G1390B)

### Driver de Controle Atualizado Agilent GC

- Atualizações do driver Classic e Enhanced para solucionar problemas menores
- Novo item de menu para estender execução de GC
- Interface de usuário da bandeja GC melhorado (somente RC.NET)
- Método de Auditoria e Método de Resolução de Auditoria

### Driver de controle Hitachi LC

- Agora integrado para ser instalado por padrão
- Suporte Chromaster LC
- Apoio LaChrom Elite e Ultra em sistemas operacionais XP

### Driver de Controle 490 micro GC Atualizado

- Agora ativado para usar em versões Linha de Valor da Edição EZChrom

### NOVA página html para acessar documentação e manuais OpenLab

É possível acessar a nova página html para documentação do OpenLab CDS a partir do menu INICIAR > Todos os programas > Agilent Technologies > Documentação do OpenLab CDS.

## Versão A.04.03

### Atualizações do Instalador Principal

O Instalador Principal suporta agora a instalação empilhada sobre um sistema A.04.02 existente, resultando em uma atualização automática. A atualização automática a partir do A.04.01 não é suportada.

### Status do Reprocessamento durante a Análise

Permite que as interfaces de automação obtenham valores de coeficiente de dados coletados depois do reprocessamento e dados usados para cálculos e/ou integração com outros aplicativos, como LIMS. Consulte a documentação de automação para obter detalhes.

### Atualização do Relatório Inteligente

O mecanismo de relatório inteligente foi atualizado para incluir a versão mais recente (A.01.02). Isso oferece aprimoramentos na visualização de relatórios, formatos de relatórios e exibições de cromatograma. O mecanismo também foi atualizado para suportar os formatos ACAML v1.1, 1.2 e 1.3. Informações recém-geradas de ACAML estão agora no formato v1.3.

### Transferência de Sinalizador de Resultados

Uma nova opção está disponível para transferir automaticamente conjuntos de resultados para o ECM como resultado do reprocessamento. A opção pode ser marcada ou desmarcada.

### Novas Introduções do Produto

#### Linha de Valor do OpenLab CDS EZChrom

Fornecer uma opção de custo mais baixo para controle da estação de trabalho somente de instrumentação compacta. Consulte a documentação de suporte do firmware para obter detalhes sobre o hardware de cromatografia suportado.

#### Edição Compacta EZChrom OpenLab CDS

Fornecer uma opção de custo mais baixo para controle da Estação de Trabalho de Instrumentos Compactos e/ou instrumentos Micro 490GC com no máximo 2 sessões simultâneas de Instrumentos. Consulte a documentação de suporte do firmware para

obter detalhes sobre o hardware de cromatografia suportado.

## Novos Drivers de Controle de Instrumentos

### Driver Atualizado Agilent LC

- Agora suporta módulos de coletor de frações
- Anotações de frações
- Sombreamento Ativo de Frações
- Inserir um Relatório de Frações
- Executar uma Sequência com o Coletor de Frações
- Notificação de configuração alterada
- Local Inicial
- Tempo de Atraso

### Novo Driver Agilent CTC RC.NET

- Controle total do hardware Agilent CTC
- Suporte aos modelos CombiPAL, GC-PAL, LC-PAL, HTS-PAL e HTS-PAL
- Suporte a sobreposição de amostras
- Configuração Aprimorada
- Ciclo personalizado
- Tratamento de Erros Aprimorado
- Validação rápida

### Driver GC Atualizado

- Variedade de aprimoramentos com base em problemas relatados
- Driver 6890 GC classic reintroduzido

Permite o uso de métodos baseados no 6890 classic de versões anteriores do Software EZChrom

## Versão A.04.02

### Conectividade do Agilent OpenLab ECM

Com a versão A.04.02 da Edição EZChrom do OpenLab CDS, o ECM é agora suportado como um local de armazenamento de dados. Com esse recurso, você obtém os seguintes aprimoramentos para seu sistema de dados:

Armazenar e recuperar dados diretamente no sistema Agilent OpenLab Enterprise Content Management (ECM) a partir do CDS com o ECM como um local válido de Armazenamento e Provedor de Autenticação. Isso oferece as seguintes vantagens:

- Pesquisas de palavra-chave para dados, métodos e sequências
- Acesso a dados com base na Web para compartilhamento e revisão
- Arquivamento Automatizado de dados
- Controle de versão de pacotes de resultados
- Segurança aprimorada
- Dados de CDS consolidados com todo o conteúdo do laboratório
- Suporte à configuração de cliente Thin (Edição ChemStation)

### Virtualização do Aplicativo

Suporte para clientes OpenLab CDS distribuídos por meio das seguintes soluções de cliente thin:

- Citrix XenApp 5.0 e 6.0
- Windows Terminal Services com Windows Server 2008 R2

### Atualizações no OpenLab Control Panel e no Shared Services

Suporte para contagem de injeção (injeção X de Y) e coluna de tempo de corrida restante na visualização 'lab-at-a-glance' do OpenLab Control Panel

Suporte para o Oracle 11g como servidor de banco de dados do Shared Services

### Instalador Principal

A desinstalação automatizada de todos os componentes do OpenLab CDS agora está disponível no instalador principal.

## Novos Controles de Instrumento

Os seguintes drivers de controle de instrumentos, novos ou atualizados, estão disponíveis para essa versão:

- Agilent 7890A com suporte para LTM (Baixa Massa Térmica)
- Agilent 490/4900 Micro GC (antigo Varian)
- Varian 200X MicroGC
- Suporte para o novo Agilent 7697A Headspace Sampler
- Varian 3800/3900 GC
- SS420X A/D
- Perkin Elmer Nelson A/D
- Perkin Elmer Autosystem XL GC
- Perkin Elmer Series 200 LC

## Ferramenta iControl Panel

Este aplicativo contribuído por usuário permite a Visualização Remota das informações do OpenLab Control Panel. Isto permite que os Usuários vejam o Status do Instrumento, bem como livros de registro, remotamente a partir de um iPhone, iPad ou outro smartphone. Esse aplicativo é fornecido no disco de suporte entregue com seu pedido do OpenLab CDS. Consulte o guia de instalação fornecido na pasta Tools\OpenLab CDS iControlPanel no Disco 6 da mídia de instalação do OpenLab CDS para obter mais informações.

## Versão A.04.01

### Relatório Inteligente

O OpenLab CDS fornece um novo recurso de Relatório Inteligente. Os novos relatórios inteligentes são fornecidos além do método e dos relatórios avançados. Os novos relatórios inteligentes permitem criar relatórios de ponta em formato de relatório padrão do mercado. É possível criar e modificar facilmente modelos de relatório com o Editor de Modelos de Relatório integrado no sistema, que possui uma interface WYSIWYG fácil de usar. Os modelos de relatório são salvos no formato Report Definition Language (RDL) que também é usado pelo Microsoft Business Intelligence Studio.

### Fluxos de trabalho adicionais

Os fluxos de trabalho na Edição EZChrom do OpenLab CDS foram adaptados para serem mais flexíveis e intuitivos.

### Novo Modo de Resultado:

A Edição EZChrom do OpenLab CDS atribui agora um nome a uma sequência de corridas como um conjunto de resultados após a coleta de dados. O novo menu fica sob a caixa de diálogo Arquivo/Abrir e abrirá uma sequência completa de corridas na tabela de navegação para facilitar a análise.

### Modo de Pacote de Resultados:

A Edição EZChrom do OpenLab CDS tem agora um mecanismo para criar um pacote de resultados. Este pacote criará um subdiretório e copiará todos os itens necessários para reprocessar as corridas em qualquer momento no futuro. O método de aquisição, os modelos de relatório, os relatórios e os modelos de prep de amostras podem ser selecionados para serem incluídos no pacote. Nesse modo, ao reprocessar os dados, quaisquer alterações no método são executadas no método contido no pacote de resultados, não no método na pasta de métodos. É possível acrescentar corridas adicionais no pacote de resultados em qualquer momento.

### Modo do Método Principal:

O modo de pacote de resultados também permite a capacidade de trabalhar com um "Método Principal". Esse é o método contido na pasta Projeto/Métodos, onde o método que existe com os dados no pacote de resultados se torna o método de "trabalho". Dentro do sistema, há novas permissões que podem restringir o acesso ao Método Principal, ao mesmo tempo em que permite que um usuário faça as alterações necessárias ao método de trabalho.

## Aprimoramentos do Instrumento:

Agora é possível ter um único instrumento configurado com várias fontes de injeção e selecionar a fonte no método. Isto permite o uso mais fácil de instrumentos, como um GC com um amostrador automático de líquidos, Headspace e/ou válvulas a serem configurados ao mesmo tempo. A configuração do instrumento GC agora também é parte do método.

## OpenLab Control Panel / OpenLab Shared Services

O OpenLab Shared Services permite o gerenciamento de usuários, instrumentos e licenças usando uma interface comum para as Edições ChemStation e EZChrom do OpenLab CDS. O OpenLab Shared Services é gerenciado usando o OpenLab Control Panel.

## Gerenciamento de Instrumento:

O OpenLab Control Panel permite configurar instrumentos individualmente ou em grupos para facilitar o gerenciamento. Os instrumentos são iniciados a partir do OpenLab Control Panel. Além disso, o Painel de Controle fornece uma visão geral do laboratório sobre o status dos instrumentos em uma estação de trabalho ou estação de trabalho em rede.

## Gerenciamento de usuários:

O OpenLab Control Panel permite gerenciar usuários, grupos, regras e privilégios. Se estiver gerenciando usuários em um sistema ECM ou em um domínio do Windows, é possível mapear tais usuários para os OpenLab Shared Services.

## Gerenciamento de Licenças:

Esse serviço inclui a administração das licenças exigidas pelos módulos de instrumentos e complementos. É possível adicionar ou remover licenças e ver o status de todas as licenças.

## Gerenciamento de Projetos:

O OpenLab Control Panel permite a criação de projetos, seus caminhos e suas configurações para o sistema. É possível agrupar facilmente projetos e aplicar as configurações ao grupo inteiro.

## Novo licenciamento

Com a Edição EZChrom do OpenLab CDS, uma nova estratégia de licenciamento foi

introduzida, que o ajuda a usar suas licenças de forma mais efetiva. Todas as licenças de controle de instrumentos, drivers e complementos são licenças flutuantes. Qualquer instrumento iniciado solicita licenças do Gerenciamento de Licenças e, quando o instrumento é fechado, as licenças são devolvidas. O novo licenciamento é baseado na tecnologia Flexera Software™ SubScribeNet®. Simplifica o gerenciamento e rastreamento das licenças de software e permite receber informações novas ou urgentes de software e fazer o download de correções imediatamente após o lançamento.

## **Nova camada de comunicação**

A Edição EZChrom do OpenLab CDS agora usa modernas ferramentas padrão de mercado fornecidas pela Microsoft® para comunicação (WPF/WCF). Essa tecnologia usa TCP/IP como seu protocolo de comunicação e remove a necessidade do protocolo DCOM obsoleto em sistemas configurados com instrumentos mais novos. Isso permite que configurações normais de firewall e portas sejam usadas sem afetar o sistema, permitindo que ele se encaixe em um ambiente de TI padrão seguro.

## **Impressão**

Com a Edição EZChrom do OpenLab CDS A.04.01, um novo mecanismo foi implementado para gerar resultados impressos usando uma impressora PDF e uma pasta monitorada. Cópias em PDF dos resultados sempre são criadas e podem ser opcionalmente impressas usando esse novo recurso. Isso permite que impressoras locais e de rede sejam melhor utilizadas e não tenham que ser configuradas em diferentes componentes do sistema a ser usado.

## Boletins de Lançamento e Status do Software

Para ver os problemas conhecidos e as soluções alternativas no software OpenLab CDS Edição EZChrom no momento do lançamento, consulte os Boletins de Status do Software, que podem ser encontrados on-line em:

<http://www.agilent.com/en-us/support/m82xxreva-04xssb>

Também é possível acessar <http://www.agilent.com> para obter informações atualizadas sobre todos os produtos de software da Agilent.

Número da Peça: M8201-99208 Rev. B  
Edição de Agosto de 2018

© **Agilent Technologies, Inc. 2010-2018**

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