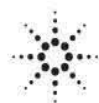




Agilent OpenLAB Data Store

バージョン A.02.02

リリースノートおよび
更新履歴



Agilent Technologies

注意

© Agilent Technologies, Inc. 2014

本マニュアルは米国著作権法および国際著作権法によって保護されており、Agilent Technologies, Inc. の書面による事前の許可なく、本書の一部または全部を複製することはいかなる形式や方法（電子媒体による保存や読み出し、外国語への翻訳なども含む）においても、禁止されています。

マニュアル番号

M8620-96114

エディション

2014 年 10 月

Agilent Technologies, Inc.

ソフトウェア リビジョン

このガイドは、Agilent OpenLAB Data Store バージョン A.02.02 に対応します。

Microsoft® は、Microsoft Corporation の米国の登録商標です。

本製品は、システムが適切な規制機関で登録を受け関連する規制に準拠している場合、ビットロ診断システムのコンポーネントとして使用できます。それ以外の場合は、一般的な実験用途でのみ使用できます。

保証

このマニュアルに含まれる内容は「現状のまま」提供されるもので、将来のエディションにおいて予告なく変更されることがあります。また、Agilent は、適用される法律によって最大限に許可される範囲において、このマニュアルおよびそれに含まれる情報に関して、商品性および特定の目的に対する適合性の暗黙の保証を含みそれに限定されないすべての保証を明示的か暗黙的かを問わず一切いたしません。Agilent は、このマニュアルまたはそれに含まれる情報の所有、使用、または実行に付随する過誤、または偶然的または間接的な損害に対する責任を一切負わないものとします。Agilent とお客様の間に書面による別の契約があり、このマニュアルの内容に対する保証条項がこの文書の条項と矛盾する場合は、別の契約の保証条項が適用されます。

技術ライセンス

このマニュアルで説明されているハードウェアおよびソフトウェアはライセンスに基づいて提供され、そのライセンスの条項に従って使用またはコピーできます。

安全に関する注意

注意

注意は、危険を表します。これは、正しく実行しなかったり、指示を順守しないと、製品の損害または重要なデータの損失にいたるおそれがある操作手順や行為に対する注意を喚起します。指示された条件を十分に理解し、条件が満たされるまで、**注意**を無視して先に進んではなりません。

警告

警告は、危険を表します。これは、正しく実行しなかったり、指示を順守しないと、人身への傷害または死亡にいたるおそれがある操作手順や行為に対する**注意**を喚起します。指示された条件を十分に理解し、条件が満たされるまで、**警告**を無視して先に進んではなりません。

はじめに

このドキュメントでは、Agilent OpenLAB Data Store 製品の本リリースおよび以前のリリースで紹介した機能、特徴、および変更について説明します。
既知の問題および回避方法に関する製品文書のリファレンスも記載しています。

当社の特定の顧客向け

Agilent のソフトウェアに何らかの変更が生じる場合、ユーザー / お客様はソフトウェアの検証ステータスを再確立する必要があります。ソフトウェアが変更された場合は個別の変更の検証だけを実行するのではなく、ソフトウェアシステム全体における変更の範囲や影響も判定しなければなりません。Agilent は影響分析に役立つドキュメントを提供します。

バージョン A.02.02

新しいオペレーティングシステムのサポート

- Microsoft Windows Server 2012 R2

新しいデータベースのサポート

- PostgreSQL 9.2
- Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2

新機能

- FTP サポート
一般的な FTP クライアントツール（FileZilla など）を使用し、Data Store リポジトリとの間でファイルのアップロードやダウンロードができます。システムで設定されているユーザーの権限や特権が、FTP 操作にも適用されます。
FTP プロトコルはデフォルトで有効になっています。FTP の有効化と無効化の手順については、『OpenLAB Data Store 管理者用ガイド』を参照してください。

バージョン A.02.01

OpenLab Data Store A.02.01 サーバーは、専用のインストールプログラムを使って他の OpenLAB ソフトウェアから独立してインストールすることができます。

このソフトウェアは、Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 に加え、PostgreSQL データベースエンジン リビジョン 9.0 にインストールできます。

サーバーは、インストール時に内部認証が自動的に有効になります。パスワード 'openlab' を持つデフォルトユーザー 'admin' が作成されます。

このソフトウェアは、同一サーバーで OpenLAB CDS WorkStation (ChemStation または EZChrom) と ICP-MS MassHunter WorkStation が混在する機器を 30 台までサポートします。

OpenLAB Data Store A.01.02 で導入された Lab Applications は、このリリースではサポートされません。

バージョン A.01.03

OpenLab Data Store A.01.03 “OpenLAB Data Store for MS” は、Agilent ICP-MS MassHunter ソフトウェア G7201B リビジョン B.01.03 のみをサポートします。

このリリースで Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 に加え、PostgreSQL データベースエンジン リビジョン 9.0 をサポートします。

OpenLab Data Store A.01.02 で導入された Lab Application は、OpenLAB Data Store for MS ではサポートしません。

バージョン A.01.02

OpenLab Data Store A.01.02 から、**Lab Applications** が導入され、一般的なラボトリワークフローへの対応が可能になりました。これには2つのアプリケーションが含まれています。

サンプルリクエスト

- 分析の要求 — クロマトグラフィシーケンスを準備して、**Data Store** を通してこれを分析者に割り当てます。
- 分析の受け入れと完了 — 分析者はシーケンスを受け取り、**Agilent CDS** システムを使用して機器で分析を行い、結果を **Data Store** に保存します。
- 結果レビュー — 結果をインポートして、**Data Store** 上でレビューし、承認または却下します。

ラボジャーナル

- 機器やカラムなどのラボアセットを管理します。
- 機器の整備、交換、キャリブレーションなど、重要なラボイベントを記録します。
- 特定の機器またはカラムで発生した作業を検討します。
- 機器またはカラムのシンプルな使用頻度の情報を表示します。

さらに、新しいアプリケーションをサポートするため、**Data Store** ユーザーインターフェイスが更新されました。

バージョン A.01.01

OpenLAB Data Store A.01.01 CDS サポート

OpenLAB Data Store は、安全に電子ファイルをアーカイブ、保存、共有できる中央リポジトリです。

OpenLAB CDS ChemStation エディションおよび Shared Services では、分析データの保存場所として、OpenLAB Data Store の使用に対応しています。Data Store 保存システムの使用は、OpenLAB CDS のネットワークシステムおよび分散システムでサポートされており、システムに次のような利点があります。

- 小規模および中規模のラボ向けの、セキュリティ機能のある中央記憶領域システム
- 中国語および日本語のローカライズコンテンツに対応
- 検索、共有およびレビューのための、Web データのデータアクセス
- 21 CFR 11 準拠の電子署名と監査証跡

既知の問題

OpenLAB Data Store ソフトウェアのリリース時の既知の問題および改善策については、OpenLAB Data Store インストールメディアの disk 1 にある M86xxAA-SSB.html という名のソフトウェアステータス報告ファイルを参照してください。

解決された問題、または回避方法を提示してクローズされた問題については、OpenLAB Data Store インストールメディアの disk 1 にある M86xxAA-SRB.html というソフトウェアリリース報告ファイルを参照してください。

すべての Agilent ソフトウェア製品の最新の問題に関する情報は、www.Agilent.com も参照してください。

<http://www.chem.agilent.com/en-US/Support/Downloads/Patches/Pages/default.aspx>