



Agilent OpenLab CDS
リビジョン 2.6

リリースノート

注意

文書情報

文書番号 D0007069ja Rev. B
エディション 2021 年 5 月

著作権

© Agilent Technologies, Inc. 2021

本マニュアルの内容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態や方法（電子媒体への保存やデータの抽出または他国語への翻訳など）によっても禁止されています。

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

ソフトウェアリビジョン

このガイドは改訂版が発行されるまで、Agilent OpenLab CDS ソフトウェアのバージョン 2.6 以降のシステムに対応します。

保証

このマニュアルの内容は「現状有姿」提供されるものであり、将来の改訂版で予告なく変更されることがあります。Agilent は、法律上許容される最大限の範囲で、このマニュアルおよびこのマニュアルに含まれるいかなる情報に関しても、明示黙示を問わず、商品性の保証や特定目的適合性の保証を含むいかなる保証も行いません。Agilent は、このマニュアルまたはこのマニュアルに記載されている情報の提供、使用または実行に関連して生じた過誤、付随的損害あるいは間接的損害に対する責任を一切負いません。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こに記載されている条件と矛盾する場合は、別に合意された契約の保証条項が適用されます。

技術ライセンス

本書で扱っているハードウェアおよびソフトウェアは、ライセンスに基づき提供されており、それらのライセンス条項に従う場合のみ使用または複製することができます。

権利の制限

米国政府の制限付き権利について: 連邦政府に付与されるソフトウェアおよび技術データに係る権利は、エンドユーザーのお客様に通例提供されている権利に限定されています。Agilent は、ソフトウェアおよび技術データに係る通例の本商用ライセンスを、FAR 12.211 (Technical Data) および 12.212 (Computer Software)、並びに、国防総省に対しては、DFARS 252.227-7015 (Technical Data - Commercial Items) および DFARS 227.7202-3 (Rights in Commercial Computer Software or Computer Software Documentation) の規定に従い提供します。

安全にご使用いただくために

注意

注意は、取り扱い上、危険があることを示します。正しく実行しなかったり、指示を遵守しないと、製品の破損や重要なデータの損失に至るおそれのある操作手順や行為に対する注意を促すマークです。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、取り扱い上、危険があることを示します。正しく実行しなかったり、指示を遵守しないと、人身への傷害または死亡に至るおそれのある操作手順や行為に対する注意を促すマークです。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。

目次

1	はじめに	4
	規制環境でソフトウェアをご使用のお客様へ	4
2	OpenLab CDS バージョン履歴	5
	バージョン 2.6	5
	バージョン 2.5	13
	バージョン 2.4	18
	バージョン 2.3	24
	バージョン 2.2	27
3	重要なサポート情報	30

1

はじめに

本書では、アドオンを含む OpenLab CDS ソフトウェアでサポートされているの各リリースの主な変更点を記載しています。

既知の問題および回避方法の情報は、第3章、「**重要なサポート情報**」を参照してください。

規制環境でソフトウェアをご使用のお客様へ

Agilent のソフトウェアを更新変更する場合に必要となる、ソフトウェアの再バリデーション等についてはお客様の責任において実施してください。

ソフトウェアの更新変更時には、個別の変更内容に対する検証だけではなく、ソフトウェアシステム全体における更新の範囲とその影響を分析し検証を行う必要があります。

2 OpenLab CDS バージョン履歴

バージョン 2.6

インフラストラクチャサポートの更新

サポートされるクラウドサービス：

ECM XT をバックエンドとする Agilent OpenLab は、Amazon Web Services (AWS) または Microsoft Azure を利用したクラウド環境で使用できます。

詳細は、アジレントの担当者までお問い合わせください。

互換性の更新（詳細は CDS 要件ガイドを参照）

ワークステーション、クライアント、および機器コントローラ (AIC) は、以下でサポートされます。

- Windows 10 64 ビット、Enterprise（バージョン 1909 以降）、または Professional（バージョン 2004 以降）¹
- OpenLab Server / ECM XT 2.6 に新しく基本サーバー製品が含まれます

通信ポートおよびプロトコルの変更

OpenLab Server または OpenLab ECM XT を使用する OpenLab CDS の場合、クライアント（OpenLab CDS クライアント、AIC、ウェブブラウザなど）とサーバーアプリケーションは、セキュリティで保護された https 通信プロトコルを利用します。アプリケーションの適切な認証のために、Agilent OpenLab は、システムコンフィグレーションの一部として既存の商用署名されたデジタル証明書、または OpenLab の自己署名証明書を使用することができます。

¹LTSC/LTSB および最新バージョンのサポートについては、アジレントの担当者までお問い合わせください。

システム / インストール

System Preparation Tool (SPT) の強化

- SPT はインストーラに統合され、最初の手順として実行されます。インストールの前に起動することもできます。
- SPT 手順と進捗状況はインストーラ UI に表示されます。
- インストールを続行する前に必須設定が確認され、OS 設定の更新可能か、手動の補正が必要か識別されます。
- ユーザーは推奨されるアクションを選択可能です。
- CDS インストールの前に、手動で設定を更新する方法が SPT レポートから確認できます。

Shared Services Server 専用のインストールワークフローを新たに導入

- OpenLab ECM 3.x 接続のデプロイに特化した新しいワークフローです。

データの完全性機能を更新

- 監査証跡およびアクティビティログエントリの文言またはカテゴリを更新しました。
- 監査証跡のエントリを追加しました。

OpenLab Control Panel の更新

OpenLab CDS の権限を追加

- キャリブレーションポイントの有効/無効
(ビルトインロール「化学者」、「技術者」、「すべて」はデフォルトで有効)
- 積分の最適化の使用
(ビルトインロール「化学者」、「すべて」はデフォルトで有効)
- 積分の最適化：ピーク結果の表示
(ビルトインロール「すべて」はデフォルトで有効)

バージョン 2.6

Workstation Plus の権限およびロールの追加

新しい権限：

- プロジェクトコンテンツの削除

新しいロール：

- プロジェクトコンテンツの削除
- Content Management 管理者

OpenLab CDS メディアで Sample Scheduler for OpenLab を提供

OpenLab インストーラが Sample Scheduler for OpenLab をインストール

OpenLab CDS (C/S のみ) で機器のダッシュボードが利用可能

- モバイルデバイスや PC から機器の概要が分かります。
- 利用可能な機器が表示されます。
- ステータス情報と機器エラーが表示されます。

ソフトウェアを認証させ、機器ライセンスを追加すると、機器ダッシュボードがフル機能を備えた *Sample Scheduler for OpenLab* の画面に切り替わります。シンプルなユーザーインターフェイスで分析を送信でき、無人メンテナンスおよびキャリブレーションのスケジュール機能、その他にも生産性を向上させる多くの機能を搭載した管理ツールです。

Sample Scheduler for OpenLab の起動 (C/S のみ)

- 測定クライアントや Windows スタートメニューの新しい起動ボタンから素早くアクセスできます。

Migration Tools for OpenLab

- OpenLab インストーラに含まれなくなりました。
メディアの [Setup] > [Tools] > [Migration] から利用できます。

バージョン 2.6

QualA

新しい QualA 3.4 リリース (Test Services) が OpenLab CDS で提供されています。更新された機能の詳細は、QualA リリースノートを参照してください。

ブランディングの更新

アジレントの新しいブランディングに合わせて、起動アイコン、スプラッシュ画面およびログイン画面のデザインを変更しました。

バージョン 2.6 製品レベルの変更

測定

ランキューおよびシーケンスの変更

- シーケンスの各サンプルを個別の結果セットとして保存するオプション
- ランキューを一時停止して、実行中のシーケンスを編集
- 実行中のシーケンスを停止して、優先サンプルの追加やトレイ充填ミスの対処が可能

デュアル注入ワークフローの変更

- フロント注入およびバック注入のそれぞれのテーブルを下へコピーが可能
- シーケンステーブルをフロントまたはバックのみにフィルター表示可能
- フロントサンプルおよびバックサンプルを個別の結果セットとして保存するオプション
- デュアル注入シーケンスを2つの結果セット（フロントとバック）として保存するオプション

バージョン 2.6

スナップショットおよび結果のレビュー機能を改善

オンラインシグナルウィンドウまたはシーケンステーブルからスナップショット/レビューのインスタンスを開いたまま（データは閉じる）、そのインスタンスに同じシーケンスのスナップショットを表示できます。

測定にリファレンスクロマトグラムの表示を追加

- リアルタイムプロットにリファレンスクロマトグラムを視覚的に表示できます。

データ解析 および レポート

新たな検量線

- キャリブレーションランの新しい定量モードです。新規シーケンスの測定時に、一連のキャリブレーション注入の最後に解析およびレポート作成を実行できる新しいオプション機能です。プロジェクトでこのオプションを有効にしてください。
測定後すぐに解析するデータ、または以前のバージョンの OpenLab CDS で測定したデータを再解析すると、キャリブレーション注入の定量結果が異なります。
- キャリブレーションをセットで定量する機能とシングルキャリブレーションポイントの無効化が、そのキャリブレーションを使用するすべてのキャリブレーションおよびサンプル注入に自動的に適用されるようになりました。

新しい積分最適化ウィザード

- 積分の最適化は、最適な積分イベントのセットを見つけるのに役立ちます。スライダー（ピーク幅、スロープ感度、高さリジェクト、ピーク分離モード）を使用して積分パラメーターを調整し、積分結果を**クロマトグラム**ウィンドウでリアルタイムでプレビューできます。
- ラボの積分設定が容易になります。

リファレンスクロマトグラム

- 解析メソッドにリファレンスクロマトグラムを定義し、クロマトグラムウィンドウに最大 5 つのシグナル固有のリファレンスクロマトグラムを表示するオプションが追加されました。

バージョン 2.6

キャリブレーションタブの化合物管理を強化

- 化合物テーブルの新しい列で、シグナル名やリテンションタイムで化合物を並べ替えるオプションを提供しています。

サンプルタイプの可視化を強化

- 注入リストに測定と同じカラー表示が追加されました。

レポート機能の更新

- 測定およびデータ解析レポートで使用する測定メソッドパラメータを個別に選択できます。
- MS ピークテーブルをレポートする新しいスニペット機能が追加されました。

MS スペクトル関連の改善

サンプル純度の更新

- サンプル純度分析の結果テーブルのデザインを更新して、より迅速に結果をスクリーニングできるようにしました。
- シグナルカラムを追加：サンプル純度結果をシグナルごとに表示可能
- サンプル純度結果フィルターの追加
- サンプル純度テーブルにコピーおよびエクスポート機能を追加
- サンプル純度結果テーブルの更新が反映されるように、レポート機能を更新しました。
- ターゲットテーブルに RT と付加化合物を表示する列を追加しました。

MS スペクトルウィンドウの更新

- スレッシュホールドの調整を可能にし、不要な m/z 値を非表示にできるようになりました。
- 最大アバンダンス (m/z 値) を表示できるようになりました。

MS スペクトルスムージング設定の追加

- プロファイルモードで表示した MS スペクトルにガウススムージングアルゴリズムを適用するオプション

バージョン 2.6

SIM データ機能の強化

- クロマトグラムの抽出
- イオンを化合物としてメソッドに追加
- イオンをクオリファイアとして化合物に追加

NIST/EPA/NIH EI-MS ライブラリ、2020 リリース (NIST20) のサポートを追加

バックアップとリストアの強化

- Workstation Plus にリストアユーティリティが追加されました。リストアユーティリティはメディア ([Setup] > [Tools]) で提供されます。
- オールインワンおよび OpenLab Server と ECM XT の 2 台サーバートポロジの新しいツールから、不慣れなユーザーでも定期的に自動バックアップでき、必要に応じてリストアを実施できます。
- 差分バックアップをサポート

CE および CE/MS の基本機能のサポートを追加

OpenLab CDS v2.6 は、LC Driver 3.2 以降のベーシックな CE リリースをサポートしています。

- CE 機器を「Agilent LC」機器タイプの一部としてコンフィグレーション
- CE 機器へ接続、メソッドを作成、分析を実行
- CE モニタリングナルをオンラインプロットで表示
- CE 分析データを LC と同じ機能設定でレビュー
- LC と同じ機能設定の CE データからレポートを作成

ドライバーの更新

OpenLab CDS 2.6 に付属する Agilent 機器ドライバーパッケージ:

RC.NET 機器ドライバー	ドライバーソフトウェアバージョン	デフォルトでインストール
Agilent LC および CE	3.3	●
Agilent LC/MS SQ	2.4	●
Agilent ELSD	1.8	
Agilent GC	3.5	●
Agilent GC/MS SQ	1.4	●
Agilent Micro GC	2.2	
Agilent Gas Analyzer	2.6	
Agilent G1888 Headspace Agilent 7697A-8697 Headspace	B.01.09.1 3.1 *	
Agilent 35900E A/D Converter	2.3	●
Agilent SS420X A/D Converter	1.2	●
Agilent Data Player	2.4	●
Agilent CTC PAL 3	2.3	
Agilent CTC PAL-xt	B.01.08	

* システムに両方の HSS ドライバーをインストールできます。バージョン 3.1 以降をインストールすると、B.01.09 ドライバーおよび B.01.10 ドライバーの両方がアップグレードされます。G1888 のコントロールを維持するには、アップグレード後に B.01.09.1 をインストールしてください。
詳細については、『OpenLab CDS 要件ガイド』(CDS_Requirements.pdf) を参照してください。

Agilent 以外の機器コントロールドライバー

OpenLab CDS はさらに多くの他社製機器をサポートしています。

サポートされる他社製機器の最新リストについては、アジレントウェブサイトの FAQ ページ [「What instruments are supported in OpenLab CDS?」](#) を参照してください。

バージョン 2.5

インフラストラクチャサポート

OpenLab CDS バージョン 2.5 では、次のシステムを構成することができます。Workstation Plus、Workstation（ファイルベースストレージ使用）、およびクライアント/サーバー。

ワークステーション、クライアントおよび Agilent 機器コントローラ (AIC) は、以下でサポートされます。

- Windows 10、Enterprise または Professional、64 ビット（バージョン 1809 以降²）

ネットワークで使用するクライアント³および Agilent 機器コントローラ (AIC) ⁴は、以下でサポートされます。

- Windows Server 2016、Standard または Datacenter、64 ビット
- Windows Server 2019、Standard または Datacenter、64 ビット

Windows 7 および Windows Server 2012 はサポート外となりました

ロシア語のサポート

- OpenLab CDS Workstation（ファイルベースストレージ使用）および OpenLab Workstation Plus でロシア語がサポートされました。

システム管理ソフトウェアのサポート

- Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) など、システム管理ソフトウェアを使用して、OpenLab CDS の選択コンポーネントのインストールおよび更新プログラムの展開をサポートします。

²最新バージョンのサポートについては、アジレントの担当者までお問い合わせください。

³仮想環境

⁴AIC はサポートされますが、Windows Server 2016 または 2019、Standard または Data Center では推奨されません

バージョン 2.5

System Preparation Tool

- OpenLab CDS の使用に必要な PC 要件の自動チェックを実行し、エラーを識別し、関連する警告を提供します。最も必要な Windows 設定を必要に応じて自動的に更新し、結果レポートを作成します。

製品レベルの変更

精製ワークフローの導入

- OpenLab CDS で、フラクションコレクションを用いた Agilent Purification LC システムがサポートされます。
 - UV シグナルトリガーのコレクション（タイムベースおよびボリュームベース）とマニュアルトリガー。
 - ディレイボリュームコレクションキャリブレーション。
 - プーリングおよびリカバリコレクション。

マスベースの精製はサポートしていません。

シングルサインオンのサポート

- OpenLab CDS システムで、カードキーアクセスを含む Windows ドメイン認証を使用した SSO をサポートします。有効なユーザーの Windows 資格情報でログインすると、何度もログインする必要がなくなります。

メソッドステータスラベルの導入により、データの取り込みや解析に承認済メソッドのみ使用できるようにします。

- メソッドステータスラベルを指定したプロジェクト内で、使用可能なメソッドを設定できるようになりました。
 - 一般 = デフォルトステータス。一般ステータスのメソッドは、使用が制限されることがあります。
 - 承認済 = 特定のユーザーがメソッドの表示のみや「承認済メソッドの使用」に制限されることがあります。
 - 廃止 = 使用しないマーク。メソッドステータスが有効なプロジェクトの場合、廃止ステータスのメソッドは使用できません。
- これらを定義するために導入された新しい権限
 - 関連付けられたメソッドステータスのラベルの変更
 - 一般ステータスのメソッドの使用

バージョン 2.5

カラム情報の自動収集および保存

- OpenLab CDS では、機器から提供されるカラム情報を収集および保存できるようになりました。これには、RFID カラムタグを使用するカラムが含まれます。Agilent ハードウェアおよび消耗品で使用されるカラムタグにより、検索やレポートで利用する結果セットデータにこれらの情報が自動的に反映されるようになります。さらなるデータ解析計算用に、一定の情報を自動的に入力することもできます。
 - LC の場合：RFID カラムタグの使用は、Agilent Infinity II LC シリーズのカラムコンパートメントおよび適切なカラムが必要です。
 - GC の場合：スマート ID キー付きの J&W カラムを用いた Agilent 8890 または Intuvo 9000 GC が必要です。

eMethod ソフトウェアツールを OpenLab CDS に搭載

- 利用可能な eMethods を Agilent から OpenLab CDS へインポートできます。

測定

GC デュアル注入シーケンス用の注入タイプを追加

- 注入ソースが「マニュアル/外部」または「注入なし/ブランクラン」のサンプルを同じデュアルシーケンスで分析できるようになりました。

データ解析 および レポート

MS シグナルごとに個々の積分パラメータ

- 既存のクロマトグラムシグナルと同様に、MS シグナルごとに積分パラメータを設定できるようになりました。
 - トータルイオンクロマトグラム (TIC) 、シングルイオンモニタリング (SIM) 、TIC スキャン、SIM および EIC (抽出イオンクロマトグラム) 。

ノーマライズアマウントの計算

- カスタム計算機能を使用して NORM 計算を容易に適用できるようになりました。さまざまなサンプルボリューム入力に対して補正された % および ppm の計算をサポートします。

バージョン 2.5

レポート作成およびエクスポート機能を強化

- データ解析メソッドを使用して 2 つ以上のレポートを自動的に作成できるようになりました。
- レポートはトークンを使用して命名および保存できるようになり、サードパーティ製アプリケーションを使用して自動でのルート指定/印刷が可能です。

MS スペクトルの重ね描き

- 色分けされた複数の MS スペクトルを重ね描きし、さまざまなサンプルの MS スペクトルを比較できるようになりました。

MS データで極性、フラグメンタ、ゲインごとに TIC SIM シグナルを分割

- 極性、フラグメンタ、およびゲインに基づいて個別の TIC SIM シグナルを表示し、これらのさまざまな分析条件ごとに固有の情報を提供できるようになりました。

データを AIA にエクスポート。NetCDF 標準形式に MS スペクトルが追加

Analytical Studio Reviewer (ASR) ファイル形式でのファイルのエクスポート

- ASR 形式でファイルを作成し、OpenLab CDS データを MassHunter Analytical Studio Reviewer で表示できるようになりました。 *Plateビューは現在サポートされていません。*

WorkStation Plus のバックアップツール

新しいユーティリティにより、以下の機能を含む強化されたデータバックアップおよびリストアを提供：

- スケジュールされたデータバックアップの設定
- 即時データバックアップの実行
- コールドバックアップまたはホットバックアップのサポート

新しい PowerShell スクリプトによる、ワンステップでのデータリストア

バージョン 2.5

クライアント/サーバーでのホットバックアップのサポート

OpenLab Server および OpenLab ECM XT システムのホットバックアップとリストアの手順が新しくなりました。ホットバックアップは、システムがデータ取り込み中および解析中でも実行できます。

ドライバーの更新

OpenLab CDS 2.5 に付属する Agilent 機器ドライバーパッケージ

RC.NET 機器ドライバー	ドライバーソフトウェアリビジョン	OpenLab CDS 2.5 にデフォルトでインストール
Agilent LC	3.1	x
Agilent ELSD	1.8	
Agilent LC/MS SQ	2.4	x
Agilent GC	3.2	x
Agilent Micro GC	2.1	
Agilent ヘッドスペース	B.01.09	
Agilent GC/MS SQ	1.4	x
Agilent 35900E A/D コンバータ	2.3	x
Agilent SS420X A/D コンバータ	A.01.01	x
Agilent Data Player	2.3	x
Agilent CTC PAL 3	2.1	
Agilent CTC PAL-xt	B.01.08	

Agilent 以外の機器コントロールドライバー

サポートされる他社製機器の最新リストについては、以下の OpenLab CDS 製品ページを参照してください。www.agilent.com/chem/openlabcds

バージョン 2.4

インフラストラクチャサポート

OpenLab CDS バージョン 2.4 では、次のシステムを構成することができます。Workstation Plus、Workstation（ファイルベースストレージ使用）、およびクライアント/サーバー。

ワークステーション、クライアントおよび Agilent 機器コントローラ（AIC）は、以下でサポートされます。

- Windows 10、Enterprise または Professional、64 ビット、バージョン 1703、1709、または 1803⁵
- Windows 7 SP1、Enterprise または Professional、64 ビット

ネットワークで使用するクライアントおよび Agilent 機器コントローラ（AIC）は、以下でサポートされます。

- Windows Server 2012 R2、Standard または Datacenter、64 ビット
- Windows Server 2016、Standard または Datacenter、64 ビット

OpenLab CDS で、ネットワークセキュリティに対応したリポジトリとして OpenLab ECM を新たにサポートします。以下の OpenLab ECM ソフトウェアがサポートされます。

- OpenLab ECM バージョン 3.5 アップデート 6 以降
- OpenLab ECM バージョン 3.6

バージョン 2.3 でサポートされているオペレーティングシステムから除外された OS はありません。

測定

優先サンプルの追加

- 優先サンプルが追加できるようになりました。現在の測定が完了したら、優先的に測定を開始するサンプルを追加できます。

⁵最新バージョンのサポートについては、アジレントの担当者にお問い合わせください。

バージョン 2.4

保留中のシーケンスを編集

- 保留中のシーケンスを編集できるようになりました。保留中のシーケンスでは、すべてのアイテムの順番をプレビューで表示して、ランキューを中断することなく編集することができます。

LC/MSD で複数ゲインの測定をサポート

- 同じ質量で異なるゲイン設定のデータを測定できるようになりました。これにより、スループットが向上します（詳細は [LC/MS ドライバーの更新](#) を参照）。

SIM イオンのオーバーライド

- シーケンステーブルで、測定メソッドの条件とは異なる SIM イオンを指定できるようになりました。

中断の理由付け（詳細は [データの完全性を強化](#) を参照）

機器コントロールの取得（詳細は [データの完全性を強化](#) を参照）

データ解析 および レポート

MS プロファイルモードのサポート

- プロファイルモードで MS データを取得、表示が可能となり、スペクトルピークから抽出した抽出クロマトグラムで定量できます。

カスタム計算機能の表示と編集を改善

- 共通の標準スクリプトを採用することにより読みやすさが向上
- オートフィルとエラーの強調表示
- インデントとインラインヘルプ

マルチ MS ライブラリ検索

- 解析メソッドに最大 10 個のライブラリ（NIST 形式）を指定してスペクトル検索が可能になりました。

バージョン 2.4

CSV ファイルに一括自動エクスポート

- CSV ファイルには質量、ピーク面積、ピーク高さ、リテンションタイムが含まれます。

UV 純度の感度を自動計算

- 1 つの化合物に設定した感度にもとづき、メソッドに含まれるすべての化合物の純度スレッシュホールドを自動で計算できます。

署名の順序および署名後に結果をロック可能（詳細は[データの完全性を強化](#)を参照）

データの完全性を強化

署名ワークフローのサポートを強化

- 決められた署名の順序（カスタマイズ可能）にしたがうよう設定できるようになりました。
- 同じレベルで複数の署名を許可または拒否できます。

署名の順序と署名後に結果をロック

- 管理者は署名の順序を決め、順番にしたがうように設定できます。設定が有効な場合、プロジェクトの署名設定で指定された順序と署名理由にしたがって、データ解析で署名を行う必要があります。さらに、新たに強化された署名機能として、最初の署名が適用されると、すべての結果が自動的にロックされます。

中断の理由付け

- 結果の変更に対する理由を有効にすると、ユーザーがランキューを中断した場合に理由の入力を求められます。

ロック中のウィンドウのぼかし処理

- OpenLab CDS をロックすると、画面のテストや説明に機密情報または社外秘の情報が含まれる可能性があるため、アプリケーションの文字をぼかして表示します。

バージョン 2.4

機器コントロールの取得

- マルチユーザー環境で、機器のマニュアルコントロール権限を付与されたユーザーは、その機器のコントロールを「取得」して設定を変更できます。他のユーザーは機器のランキューにランを追加することはできませんが、設定の変更は1度に1人のユーザーにしかできません。ユーザーの重複によるミスを減らすとともに、機器をコントロールしているユーザーだけが設定変更を管理できるようになります。

アドオン

OpenLab CDS Workstation Plus およびクライアント/サーバーシステム向けに、新しいツール QualA アドオンソフトウェアを導入

- 将来的にマイナーリリースがあった場合に、お客様にてソフトウェアの適格性の評価が可能です。

アドオン Migration Tools for OpenLab CDS のバージョン 1.4 を搭載。以下のソフトウェアのワークステーションから CDS 2.4 のワークステーションへのアップグレードが可能です。

- ChemStation C.01.05、C.01.06 または C.01.07
- EZChrom A.04.05、A.04.06 または A.04.07

OpenLab CDS ワークステーションおよびクライアント/サーバーソフトウェアで、Allotrope ファイルの作成と自動エクスポートをサポートします。Allotrope データフォーマット (ADF) ファイルはユニバーサルなデータ形式です。Allotrope データ形式とその構造の詳細についてはウェブサイト (<https://www.allotrope.org>) を参照してください。

- 自動エクスポートでは、結果セットまたは注入が完了すると、Allotrope データを自動で作成します。ADF ファイルは、LC-UV 分析の生データ (クロマトグラム、スペクトル)、メタデータ、およびオリジナルの OpenLab CDS ファイルで構成されます。
- 結果セットまたはシーケンスから手動でエクスポートできます。

バージョン 2.4

ドライバーの更新

OpenLab CDS 2.4 に付属する Agilent 機器ドライバーパッケージ

RC.NET 機器ドライバー	ドライバーソフトウェア リビジョン	OpenLab CDS 2.4 にデフォ ルトでインス トール
Agilent LC	A.02.19 SR3	x
Agilent ELSD	A.01.07 (ビルド 12)	
Agilent LC/MS SQ	2.2.2260	x
Agilent GC	3.0.532	x
Agilent GC/MS SQ	1.3 (ビルド 54)	x
Agilent 490 マイクロ GC	B.01.12.1.2125	
Agilent ヘッドスペース	B.01.07.3	
Agilent 35900E A/D コンバータ	2.3 (ビルド 53)	x
Agilent SS420X A/D コンバータ	A.01.01 (ビルド 65)	x
Agilent Data Player	2.2.6	x
Agilent CTC PAL 3	A.01.04.1	
Agilent CTC PAL-xt	B.01.08	

Agilent 以外の機器コントロールドライバー

サポートされる他社製機器の最新リストについては、以下の OpenLab CDS 製品ページを参照してください。 www.agilent.com/chem/openlabcds

LC/MSD ドライバーの更新情報

ゲインによるメソッドの編集

- メソッド編集では EMV の代わりにゲインを使用します。過去のメソッドの EMV は、ゲイン = 1 にリセットされます。メソッドで一定ゲインを使用することで、規制環境下でデルタ EMV の変化を管理する必要がなくなります。

2つの測定モードとメソッドのマニュアル変換

- ドライバーでは、SIM（選択イオンモニタリング）とスキャンの2種類のスキャンタイプを指定できます。スキャンタイプ「スキャン」は分析時間全体を通して取り込まれます。スキャンメソッドに矛盾があると、マニュアルメソッド変換ウィンドウが開いて、メソッドを修正するためのヒントが表示されます。また、「目標ポイント/秒」をチェックして、ピークのポイント数を指定することもできます。この「目標ポイント/秒」の値に合うように、スキャンタイムとドウェルタイムはドライバーによって自動的に計算されます。

タイムセグメントは監査証跡で管理

- スキャンデータはすべてのタイムセグメントを通して取り込まれます。タイムセグメントの変更は監査証跡には記載されますが、スキャンのタイムセグメントは UI には表示されなくなりました。

重複した質量のスキャンの区別

- 複数のスキャンセグメントで質量範囲に重複があり、それらのすべてのパラメータ（フラグメンタ、ゲイン、極性）が同じ場合、データ解析では、重複した質量のスキャントレースは区別できません。いずれかのパラメータが異なれば、それをもとにデータ解析でスペクトルデータを区別できます。

バージョン 2.3

OpenLab CDS バージョン 2.3 では、Workstation Plus、ファイルベースストレージを使用したワークステーション、およびクライアント/サーバーシステムを構成することができます。

ワークステーション、クライアントおよび Agilent 機器コントローラは、以下でサポートされます。

- Windows 10、Enterprise または Professional、64 ビット、バージョン 1607 以降
- Windows 7 SP1、Enterprise または Professional、64 ビット

ライセンスの更新

- OpenLab CDS バージョン 2.3 にアップグレードする時は、SubscribeNet でライセンスファイルを更新してください。

アップグレードのインストール後に機能確認

測定

ランキューに LC シャットダウンオプション（シャットダウンアクション）を設定可能

ランキュー内のラン/シーケンスの測定順を変更

- ランキュー内で保留中のアイテムの順番を編集できます。

機器を使用しているユーザーの表示

シーケンスサマリレポートを自動化

- シーケンスをキューに追加する時、シーケンスサマリレポートを指定できます。

サンプルロケーションのグラフィカルディスプレイ

- Agilent LC インジェクタの使用時に、シーケンステーブルでサンプルロケーションを表示できます。

バージョン 2.3

データ解析 および レポート

3D マトリックスから 2D (UV) シグナル抽出

- 特定のクロマトグラムの抽出パラメータを定義し、抽出されたクロマトグラムから化合物を同定および定量できます。

スペクトルおよびシグナル抽出のための等高線表示

- 3D UV マトリックスを等高線表示し、メソッドを最適化するツールです。

MS ピーク純度

- SCAN および SIM/SCAN データ用の MS ピーク純度です。同定されたピークまたはすべてのピークに対して MS ピーク純度を計算するよう解析メソッドで設定できます。

質量の注釈

- UV および MS クロマトグラムのピークに基準ピーク m/z のラベル付けが可能です。

クロマトグラムのスムージング

- 解析メソッドでスムージングパラメータの設定が可能です。

別プロジェクトのメソッドの読み込み

- 権限を持つユーザーが別のプロジェクトを参照したり、そのメソッドを開いて現在のプロジェクトにコピーを保存し、結果セットに関連付けることが可能です。

複数のプロジェクトからのクロマトグラムを重ね描き

- 他のプロジェクトからデータを読み込んで結果を比較できます。

MS チューニングレポート

- データツリーから選択した注入の MS チューニングレポートを表示できます。

条件付き書式およびレポートを強化

- 複数の色の選択を含め、テーブル、フィールド、およびマトリックスの条件付き書式の設定が可能です。

ChemStation および AIA ファイルの自動エクスポート

- シーケンス実行中に、生データ (ANDI/AIA、CH) を自動的にエクスポートするよう解析メソッドを定義できます。

バージョン 2.3

ChemStation/EZChrom メソッドの読み込み

- ChemStation または EZChrom の結果セットを開くことができます（複数のメソッドを自動的にインポートし関連付けるオプション）。

大容量ファイル/データを処理するために、OpenLab CDS Data Analysis を 64 ビットアプリケーションへ更新。

ドライバーの更新

OpenLab CDS バージョン 2.3 でインストールされるドライバーパッケージ（バージョン）：

Agilent LC	A.02.19
Agilent LC/MSD	A.01.02.35
Agilent GC	B.01.03
Agilent GC/MSD	A.01.02
Agilent 35900E A/D	2.3.0
Agilent SS420x インターフェイス	A.01.01
Agilent Data Player	A.02.01

USB メディアに含まれるその他の RC.NET ドライバー：

CTC PAL3	A.01.04
PAL XT	B.01.08
ELSD	A.01.07
Agilent 490 マイクロ GC	1.12.3
Agilent ヘッドスペース	B.01.07.2

Agilent 以外の機器コントロールドライバー

サポートされる他社製機器の最新リストについては、以下の OpenLab CDS 製品ページを参照してください。 www.agilent.com/chem/openlabcds

バージョン 2.2

バージョン 2.2

インフラストラクチャサポート

OpenLab CDS バージョン 2.2 では、Workstation Plus、ファイルベースストレージを使用したワークステーション、およびクライアント/サーバーシステムを構成することができます。

ワークステーション、クライアントおよび Agilent 機器コントローラは、以下でサポートされます。

- Windows 10、Enterprise または Professional、64 ビット
- Windows 7 SP1、Enterprise または Professional、64 ビット
- Windows 8.1、Enterprise または Professional、64 ビット

測定

シーケンス結果フォルダーおよび名前の自動作成

プロジェクト間でテンプレートファイルを共有

- 複数のプロジェクト間でシーケンスとテンプレートの共有が可能です。

フェイルオーバー モードのサポート

- ネットワーク接続障害が発生した場合に AIC からサンプルを追加できます。

68xx から 78xx および Intuvo へのメソッド変換

- 68xx で作成した測定メソッドを開いて 78xx または Intuvo で使用することが可能です。

データ解析

スナップショットのサポート

- 取り込み中のサンプルから表示、解析および印刷ができます。

MSD ChemStation データ形式の OpenLab CDS への変換およびインポート

ユーザー権限とバージョンアクセスの強化

- 電子署名で結果セットを自動ロック
- 結果セットが署名またはロックされてもバージョンラベルに変更なし

バージョン 2.2

- ロックされた結果セットへの署名が可能
- 古いバージョンの解析メソッドおよびシングルランの結果セットの読み込みが可能
- MS 機能に対するユーザー権限管理を強化

レポートの強化

- マウスホイールでのレポートプレビューのズームイン/ズームアウト
- ヘッダーまたはフッターにデータフィールドを追加可能
- 式のフィルター、グループ化および並べ替えでのカスタムフィールドを強化
- カスタムテーブルの書式設定を更新
- グループ使用時に重複したピークを削除する新しいオプション
- 繰り返しのあるテーブルの並べ替えを定義可能

テンプレートドキュメントツールの統合

- テンプレート作成者によるレポートテンプレートの文書化

MS データの強化

- メソッドをオーバーライドするパラメータの値を、テーブルおよびシングルフィールドでレポート
- クオリファイア結果（リミットライン）をグラフィカルに表示、また、見つからないクオリファイアをレポート

アドオン

以下のアドオンが OpenLab CDS でサポートされます（*追加のライセンスが必要な場合があります）。

- Sample Scheduler for OpenLab のサポート
- Gel Permeation Chromatography (GPC)* アドオンのサポート
- 旧バージョンのデータファイルに手動でエクスポート：
- ChemStation Edition *.D（ch を含む）
- AIA
- OpenLab 用 Match Compare* のサポート

バージョン 2.2

ドライバーの更新

OpenLab CDS バージョン 2.2 でインストールされるドライバーパッケージ (バージョン) :

Agilent LC	A.02.16.6
Agilent LC/MSD	A.01.02
Agilent GC	B.01.02
Agilent GC/MSD	A.01.01
Agilent 35900E A/D	2.3.0
Agilent SS420x インターフェイス	A.01.01
Agilent Data Player	A.01.02

USB メディアに含まれるその他の RC.NET ドライバー :

CTC PAL3	A.01.03
PAL XT	B.01.08
ELSD	A.01.07
Agilent 490 マイクロ GC	B.01.12
Agilent ヘッドスペース	B.01.07.2

Agilent 以外の機器コントロールドライバー

- Waters e-Alliance、Alliance、Acquity および Acquity H-Class LC 機器をサポート (英語版のみ)
- Bruker/Varian CP-3800/3900 と Scion 430/450/456 GC 機器をサポート (英語版のみ)
- Valco Instruments の次のバルブをサポート (英語版のみ) : EMHCA-CE、EMHA-C、EMTCA-C
- Shimadzu GC および LC 機器をサポート
- Thermo Accela / Surveyor LC 機器をサポート (英語版のみ)

3 重要なサポート情報

OpenLab ソフトウェアのリリース時の既知の問題および回避方法については、オンラインで以下に掲載するソフトウェアステータス報告ファイル（SSB）を参照してください。

[http://www.agilent.com/en-us/support/software-informatics/openlab-software-suite/openlab-chromatography-data-system-\(cds\)/m84xx](http://www.agilent.com/en-us/support/software-informatics/openlab-software-suite/openlab-chromatography-data-system-(cds)/m84xx)

Software Support Lifecycle Policy

<https://www.agilent.com/en/support/agilent-openlab-software-support-lifecycle-policy> の Agilent Software Support Lifecycle Policy で更新スケジュールと各バージョンのステータスを確認することができます。

アジレントコミュニティ（英語サイト）

1 万人以上のユーザーが参加するアジレントコミュニティで、疑問が解消されるかもしれません。プラットフォーム技術によって構成された、厳選されたサポート資料をご覧ください。同業者や協力者に質問することができます。作業に関連した新しいビデオやドキュメント、ツール、ウェビナーで通知を受けられます。

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

アジレントウェブサイト

Agilent の分析ソフトウェア製品の最新の問題に関する情報については、[Agilent のウェブサイト](#)をご覧ください。

本書の内容

本書では、OpenLab CDS ソフトウェアの
各リリースの主な変更点を記載しています。

www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2021

エディション 2021年5月

D0007069ja Rev. B

