

Waters Empower クロマトグラフィー データシステム用 Agilent ドライバー

準備

概要

注記

Waters、Empower および LAC/E は、Waters Corporation の商標です。

Agilent Drivers for Waters Empower は、Waters Empower™ 3 クロマトグラフィー データシステム (CDS) で Agilent 機器をコントロールできます。Agilent Drivers for Waters Empower は、Waters 社の ICF 統合レイヤである ICF Support Layer (ICF SL) の後方にある製品です。

お手元のパッケージには以下のものが同梱されています。

- Waters CDS 用 **M8509AA** Agilent ドライバーアップグレードの場合：
Agilent ダウンロードポータル **SubscribeNet** (<https://agilent.subscribe.net>) 用の認証コード。
統合レイヤーソフトウェア (Agilent ICF Support Layer for Waters CDS (WICF)) をダウンロードするには、**Product List > Agilent Drivers for Non-Agilent CDS、Agilent Drivers for Waters Empower**に進んでください。



- **M8407AA** および **M8507AA** Waters Empower LC または GC 用 Agilent ドライバーの場合：
認証コードに加えて、固有の Waters 機器接続ライセンス (ICL) も1つ含まれています。この紙ベースのライセンスは、Waters ライセンシングプラットフォームにより有効化されます。ICL の有効化サポートは Waters により処理されます。



注記

本ライセンスは、「Owner Documentation」と記された封筒に入っています。

サポートの詳細については、Agilent Technologies および Waters Corporation からの送付資料を参照してください。Agilent の営業またはサポートの担当者までお問い合わせください。

SubscribeNet の登録手順

- 1 Agilent SubscribeNet のウェブページ <https://agilent.subscribe.net> にアクセスします。
- 2 [SubscribeNet new account registration] > [CLICK HERE] を選択します。すでに SubscribeNet のアカウントをお持ちの方は、「Authorization Code の追加」 3 ページに進んでください。

The screenshot shows the registration page for Agilent SubscribeNet. The main form is titled "Electronic Software and License Delivery" and contains a "Registration Information" section. A red box highlights a "CLICK HERE" button. To the right, an inset shows a "Software Entitlement Certificate" with a label area and instructions.

- 3 最初に追加するソフトウェア製品のソフトウェアエンタイトルメント証明書にある認証コードなどを画面の指示に従って入力します。
- 4 [Submit] をクリックします。
ユーザー名とパスワードが記載されたメールが届きます。15分以内にメールが届かない場合は、メールのスパムフォルダーと迷惑フォルダーを確認してください。メールが見つからない場合は、subscribe_net_support@agilent.com までお問い合わせください。
- 5 メールを開き、SubscribeNet のリンクをクリックします。
- 6 [Login ID] (登録した E メールアドレス) と [Password] を入力します。
- 7 [Login] をクリックします。
- 8 指示に従いパスワードを変更します。
- 9 SubscribeNet へのログインを完了すると、ユーザーの権利がすべて表示されます。その 1 つが、Waters Empower 用の Agilent ドライバーになります。

Authorization Code の追加

- 1 <https://agilent.subscribe.net> にログインしてください。
- 2 Licenses > Register Authorization Code をクリックし、指定されたボックスに追加コードを入力します。
- 3 [Submit] をクリックします。
- 4 追加で購入したソフトウェア製品は、手順 2 と 3 を繰り返します。

技術サポートと詳細情報

Agilent Technologies

- 一般的な製品情報
 - Waters Empower 用 Agilent ドライバー： <http://www.agilent.com/chem/ade>
 - ICF: <http://www.agilent.com/chem/icf>
 - ICF Software Status Bulletin (SSB):
[https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_Instrument_Control_Framework_\(ICF\).html](https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_Instrument_Control_Framework_(ICF).html)
 - WICF /Agilent Drivers for Waters Empower Software Status Bulletin (SSB):
https://www.agilent.com/cs/library/support/Patches/SSBs/Agilent_ICF_Support_Layer_for_Waters_CDS_WICF.html
- Learning
 - Agilent University： <https://www.agilent.com/en/training-events/events/agilent-education>
(例：GC-MULTI-1120 - Agilent GC and GC Sampler Control in Non-Agilent Data Systems)
 - テクニカルおよびアプリケーションノート： <http://www.agilent.com/chem/ade> をご覧ください
文献 > 技術的概要の例
 - Controlling the Agilent Multisampler in Empower
 - Vialsampler Vial Drawer Configuration in Empower
 - Performing Manual Injection (LC) in Empower
 - Agilent ELSD in Empower
 - Using Fraction Collection in Empower
 - Using ISET in Empower
 - Emulation via ISET of the Agilent 1100 Series LC through Waters Empower
 - Agilent 7100 Capillary Electrophoresis in Empower
 - Using High Dynamic Range (HDR) in Empower
 - Agilent InfinityLab LC Series Multicolumn Thermostats and Column Usage in Empower
- ヘルプ&サポート
 - Agilent サポートのウェブページ： <https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1004254>
 - Agilent ナレッジポータル： <https://community.agilent.com/knowledge/>
 - Agilent コミュニティ： <https://community.agilent.com>
 - 問い合わせ先： <https://explore.agilent.com/ContactUs-jp>

Waters Corporation

- ICF サポートレイヤーのユーザードキュメント（リリースノート、Readme など）は、次より入手可能
 - Waters ウェブページ <https://www.waters.com>
 - ICF サポートレイヤーのインストール媒体
- ICF SL 用 Waters サポート情報（<https://support.waters.com/>）

www.agilent.com

© Agilent Technologies Inc. 2022-2024

Printed in Germany

エディション：2024 年 02 月



部品番号：M8507-96000 Rev. D

文書番号：D0022137 Rev. D

