

GC Firmware Update Utility

バージョン 2.5.5.0

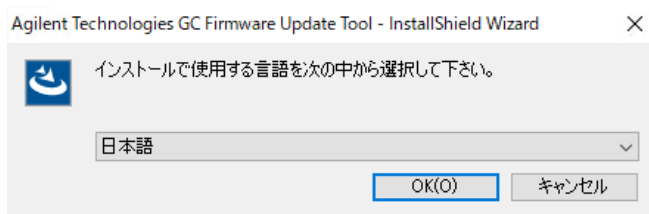
インストール

1. GC Firmware Update Utility セットアップをフォルダーにダウンロードします。
2. フォルダーを開き、ダブルクリックしてセットアップを実行します。



setup

3. セットアップがデバイスに変更を加えることを許可するか聞かれた場合は、[はい] を選択します。
4. 言語を選択して、[OK] をクリックします。



5. [次へ] をクリックします。



6. 利用規約に同意し、[次へ] をクリックします。



7. [インストール] をクリックします。



8. [完了] をクリックして、インストールプロセスを完了します。



9. インストールが完了しました。プログラムアイコンが PC デスクトップに配置されます。

機器ファームウェアの更新

注記：この例では、8890 ガスクロマトグラフを更新します。

1. Agilent GC Firmware Update をダブルクリックして起動します。

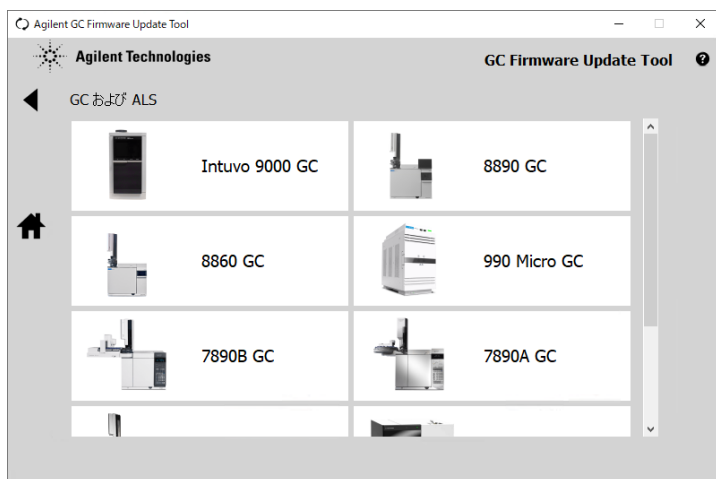


2. [GC および ALS] ボックスをクリックします。

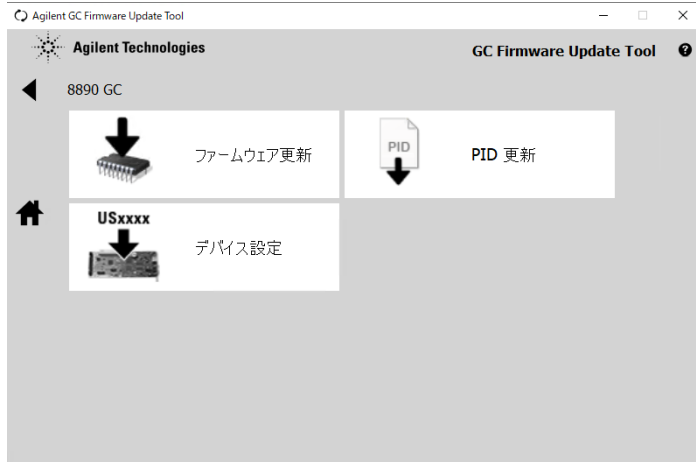


注記：統合型 8697 ヘッドスペースサンプラのファームウェアを更新するには、まず最初にヘッドスペースが接続されている GC に接続する必要があります。

3. [8890 GC] を選択します。



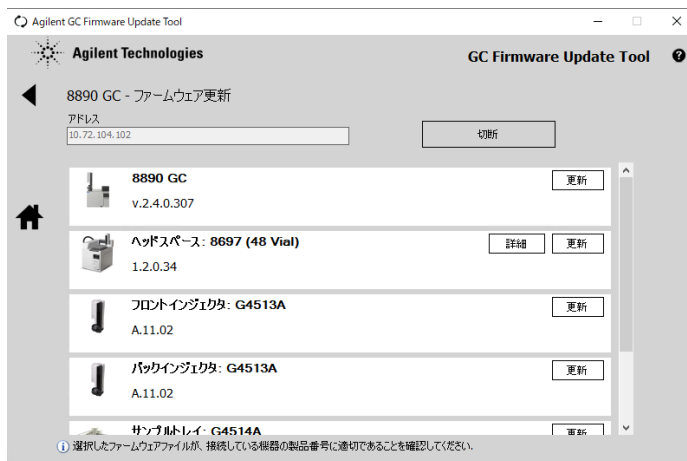
4. [ファームウェア更新] を選択します。



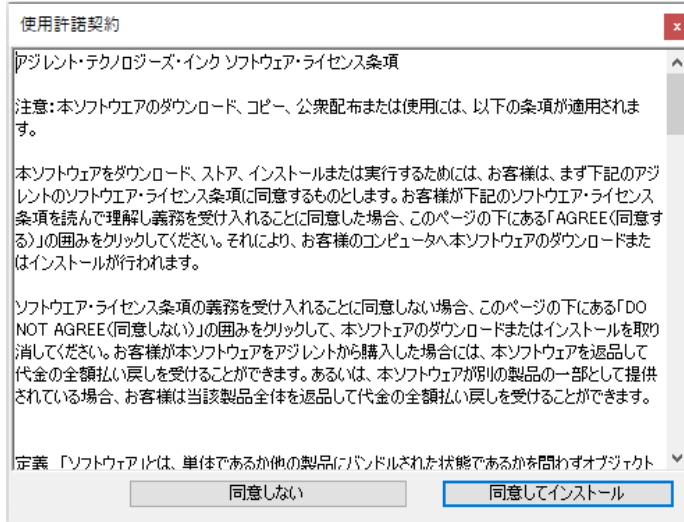
5. IP アドレスまたはホスト名を入力し、[接続] をクリックします。



6. 8890 GC に対する [更新] を選択します。



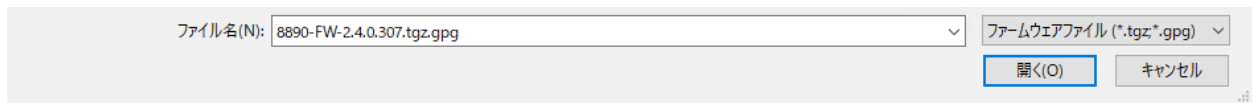
7. [同意してインストール] をクリックします。



注記： 選択可能なファームウェアファイルのリストが表示されます。これらは、更新プログラムに含まれているファイルになります。8890 GC の場合、ファームウェアを個別にダウンロードする必要があります。

名前	更新日時	種類
5975T	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
6820	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
6850	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
6852	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
6890	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7667	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7696	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7697A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7820	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7890A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
7890B	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
8255_8355	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
35900E	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
Frit	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G1512A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G1513A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G1888	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2612A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2613A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2614A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2880A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2912A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2913A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G2916A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G4513A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G4514A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G4515A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G4516A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G4567A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
G8130A	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
Lantronix	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ
pneumatic-EEPROM	2021/11/22 9:50	ファイル フォルダ

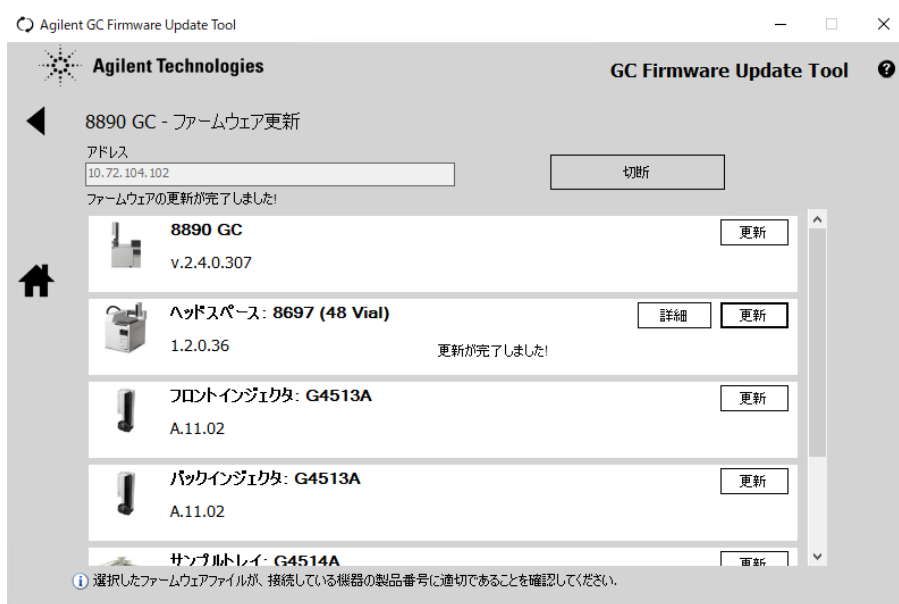
8. ダウンロードした 8890 ファームウェアの保管場所へ移動し、[開く] を選択します。



9. ファイルを選択すると、更新が始まります。

注記：更新プロセスを中断しないでください。

10. GC の更新が完了したら、機器を切断してください。ALS や統合型ヘッドスペースサンプラなど、他にもファームウェアの更新が必要な機器がある場合、それらを更新してからソフトウェアを閉じてください。



注記：この例では、8697 ヘッドスペースと 8890 GC の両方が更新されています。