

Xcalibur™/Foundation™ ソフトウェアアップデート リリースノート

これらのリリースノートでは、サーモサイエンティフィック Xcalibur/Foundation ソフトウェアのセキュリティを強化するアップデートについて説明します。

目次

- 詳細
- 対象のソフトウェアのバージョン、およびオペレーティングシステム
- 前提条件および重要事項
- アップデートのインストール手順
- アップデートの再適用
- 変更されるファイル
- FAQ
- 既知の問題
- 登録商標
- 免責条項

詳細

サーモサイエンティフィック Xcalibur/Foundation ソフトウェアに不正アクセスに対する脆弱性が発見されたため、システムのソフトウェア権限をアップデートするソフトウェアのパッチが開発されました。

この重要なアップデートは、以下のソフトウェアのバージョンを対象としています。

- Foundation 1.0 SP2
- Foundation 2.0 SP1
- Foundation 2.1
- Foundation 3.0
- Foundation 3.0 SP1 ~ SP2
- Foundation 3.1
- Foundation 3.1 SP1 ~ SP5
- 質量分析計 (MS) を制御するバージョン 7.2 の Chromeleon™

対象となるオペレーティングシステムには、Microsoft™ Windows™ 7 Professional SP1、および Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2016 が含まれます。

注 Microsoft Windows XP には対応していません。

対象
ソフトウェアの
バージョン、
および
オペレー
ティング
システム

前提条件 および 重要事項

- アップデートのインストール前に、すべてのアプリケーションを終了し、実行中のデータ取得または取得キューに何も無いことを確認してください。
- Xcalibur/Foundation のアップデートをコンピューターにインストールするには、ローカルの Windows 管理者権限が必要です。
- Microsoft .NET Framework バージョン 3.5 が必要です (システム上に見つからない場合、アップデート時にダウンロードとインストールを求められます)。Windows コントロールパネルから .NET 3.5 をインストールまたは有効にするには、<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10> を参照してください。

重要 Xcalibur/Foundation アップデートは、以下の条件時に適用する必要があります。

- Xcalibur/Foundation をインストール、アンインストール、再インストールまたはアップグレードした場合。
- Xcalibur/Foundation を一度コンピューターにインストールしたが、その後アンインストールした場合。
- MS 制御機能のある Chromeleon 7.2 を再インストールまたはアップグレードした場合。
- Chromeleon 7.2 に質量分析計を初めて追加した場合。

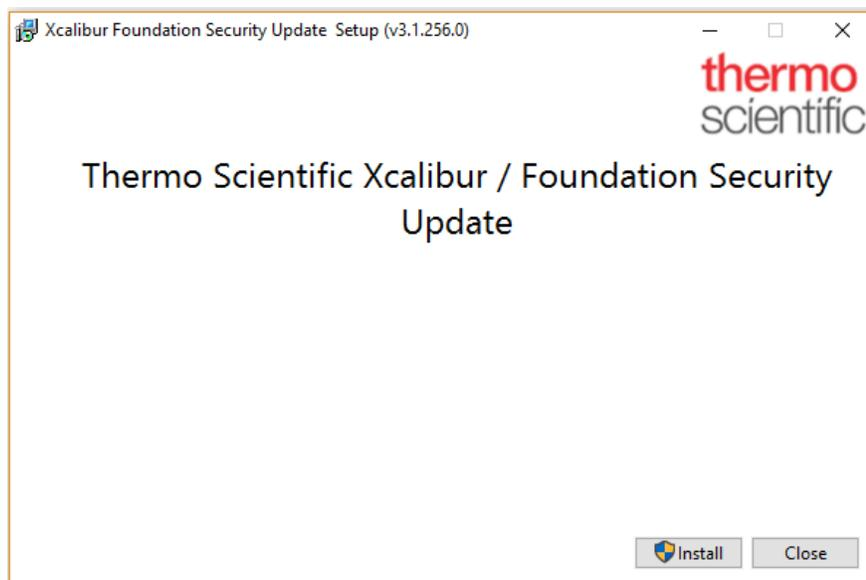
アップ デートの インストール 手順

アップデートのインストール前に、すべてのアプリケーションを終了し、実行中のデータ取得または取得キューに何も無いことを確認してください。

注 本アップデートをインストールするには、ローカルの Windows 管理者アカウントにログインする必要があります。

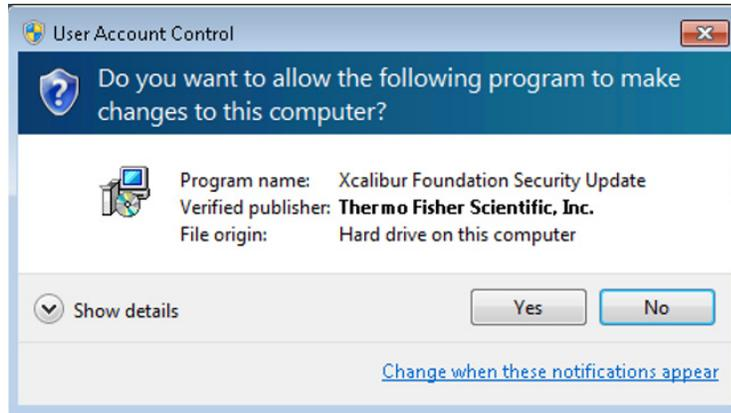
❖ 初めて Xcalibur/Foundation アップデートをインストールする場合

1. ローカルの管理者の資格情報で、Xcalibur/Foundation がインストールされた PC にログオンします。
2. [Xcalibur/Foundation Update](#) ページにアクセスします。
3. **ThermoXcaliburFoundationSU.zip** という名前の ZIP ファイルをダウンロードし、ファイルを解凍します。
4. **ThermoXcaliburFoundationSU.exe** をダブルクリックします。Xcalibur/Foundation Security Update のインストーラーが開きます。

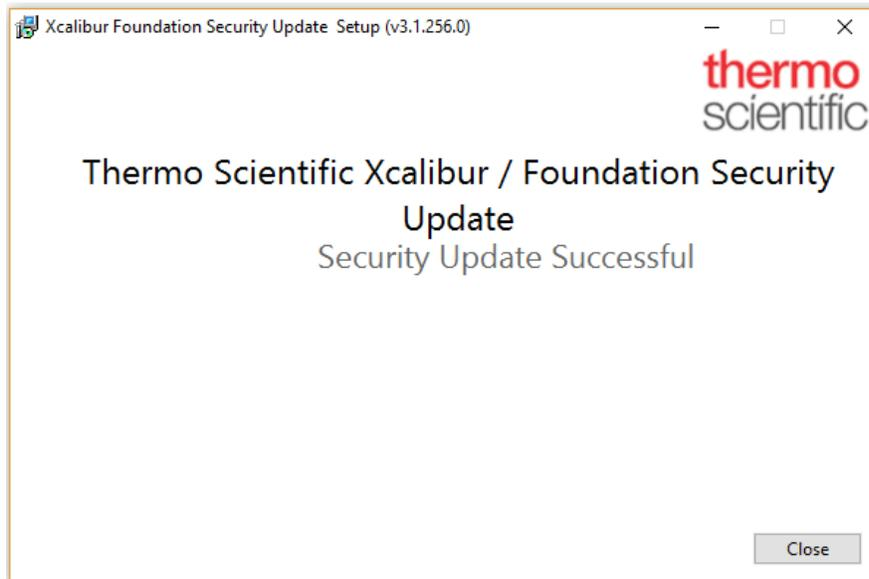


5. インストール (Install) をクリックします。

- ユーザー アカウント制御 (User Account Control) のダイアログボックスが表示された場合は、はい (Yes) をクリックして、続くプロンプトがある場合は従います。



- サーマサイエンティフィック Xcalibur/Foundation セキュリティアップデートのセットアップ プロGRESS (Thermo Scientific Xcalibur/Foundation Security Setup Progress) ウィンドウが表示され、完了するまでインストールが行われます。
- Xcalibur/Foundation のセキュリティアップデート成功 (Xcalibur/Foundation Security Update Successful) ウィンドウが表示されたら、インストールは完了です。



6. 閉じる (Close) をクリックしてアップデートを完了して閉じます。

アップデートの再適用

Foundation をアップグレードした場合または再インストールした場合は、Xcalibur/Foundation Update を再度適用する必要があります。

注 以下のアップデートの再適用の手順では、Windows コマンドプロンプトを使用します。

❖ Xcalibur/Foundation Update を再適用する場合

1. PC 上で「cmd.exe」を見つけ、右クリックして管理者として実行 (Run as administrator) を選択します。管理者権限で Windows コマンドプロンプトが起動します。
2. アップデートを解凍したディレクトリを指定します。例えば、ファイルの解凍先が「c:\Update」である場合、`cd c:\Update` と入力してエンターキーを押します。
3. `ThermoXcaliburFoundationSU.exe /uninstall /quiet` と入力してエンターキーを押します。
4. `ThermoXcaliburFoundationSU.exe /install /passive` と入力してエンターキーを押します。

変更される ファイル

Xcalibur/Foundation セキュリティアップデート (Xcalibur/Foundation Security Update) ウィンドウが開き、インストール完了後に閉じます。

アップデートの一部として、Foundation のインストールディレクトリに位置するアプリケーション「RegAppID.exe」がアップデートされます。以下のファイル情報を参照に、アップデートが成功したかを手動で確認できます。

表 1. 「RegAppID.exe」 ファイルアップデート情報

品目	値
ファイルサイズ	198,144 バイト
ファイル作成日	2018 年 10 月 25 日 16:47 (PST)
SHA-256 ハッシュ	6bcee6f343e683bab4939f7afea0cb22590c61810eff89fd3511e2e263163d88

FAQ

- アップデートのインストールが完了しない場合はどうしたらいいでしょうか？
 - 再インストールをお試ください ([アップデートのインストール手順](#)を参照)。それでもアップデートのインストールに失敗する場合は、お問い合わせフォーム (www.thermofisher.com/software-update) をご利用ください。
- 新しい機器のドライバーをインストールした場合、アップデートを再インストールする必要がありますか？
 - いいえ。このアップデートは機器のドライバーには影響しません。
- Xcalibur や Foundation の新リリース時にこのアップデートをインストールする必要がありますか？
 - いいえ。Xcalibur 4.2 および Foundation 3.1 SP5 にはアップデートがすでに含まれています。

既知の問題

対象ソフトウェアのバージョン

以下のソフトウェアバージョン、またはエディションに影響します。Foundation 1.0 SP2、2.0 SP1、2.1、3.0、3.0 SP1 ~ SP2、3.1、3.1 SP1 ~ SP5。

記載のないバージョンまたはエディションはサポート期間が終了したか、上記のバージョンにアップデートする必要があります。

重要 Foundation を上記のバージョンにアップデートする場合は、アップデートを適用する前に www.thermofisher.com/software-update のお問い合わせフォームをご利用ください。

Xcalibur アップデート適用後のサーバー失敗エラー

アップデート適用後に Xcalibur がインストールされているデバイスで サーバー失敗 (Server Failed) エラーが出る場合は、PC を再起動してください。問題が解決されない場合は、www.thermofisher.com/software-update からお問い合わせフォームをご利用ください。

登録商標

Foundation および Chromeleon は商標であり、Xcalibur は米国におけるサーモフィッシャーサイエンティフィックの登録商標です。

Microsoft および Windows は、米国およびその他の国々における Microsoft Corporation の登録商標です。すべての商標は、サーモフィッシャーサイエンティフィックおよびその関連会社の所有物です。

免責条項

本リリースの情報は「現状有姿」の状態を提供され、保証は一切付与されません。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、商品性および特定目的への適合性を含め、明示黙示の如何を問わず、すべての保証責任を排除します。サーモフィッシャーサイエンティフィックとその供給業者は、直接的、間接的、偶発的、結果的、営業利益の損失、または特別損害を含むいかなる損害に対して、たとえそのような損害の可能性が事前に告知されていた場合でも、責任を負いません。州によっては、派生的または付随的な損害に対する責任の免除または限定が認められない場合があるため、前記の限定は適用されないことがあります。