

Xcalibur™/Foundation™ 软件更新发行说明

本发行说明旨在介绍 Thermo Scientific Xcalibur/Foundation 软件的安全更新。

目录

- 说明
- 受支持的软件版本和操作系统
- 先决条件和重要信息
- 更新安装说明
- 重新应用更新
- 更改的文件
- 常见问题
- 已知问题
- 商标
- 免责声明

说明

Thermo Fisher Scientific 发现 Thermo Scientific Xcalibur/Foundation 软件存在漏洞，可能会允许未经授权的访问。为此，我们开发了一个软件补丁来更新系统的软件权限。

受支持的软件版本和操作系统

此重要更新支持以下软件版本：

- 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
- 控制质谱仪 (MS) 的 Chromeleon™ 7.2 版

受支持的操作系统包括 Microsoft™ Windows™ 7 Professional SP1 和 Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2016。

注意 Microsoft Windows XP 不受支持。

先决条件和重要信息

- 安装更新之前，请关闭所有应用程序，并确保没有样本正在取样且取样队列中没有提交的样本。
- 您必须拥有本地 Windows 管理员权限才能在计算机上安装 Xcalibur/Foundation 更新。
- 需要安装有 Microsoft .NET Framework 3.5 (如果您的系统上未找到该软件，更新安装程序会提示您下载并安装该软件)。要通过 Windows 控制面板安装或启用 NET 3.5，请参考：<https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows-10>。

重要说明 对于以下情况，必须应用 Xcalibur/Foundation 更新：

- 安装、卸载、重新安装或升级 Xcalibur/Foundation 后。
- 计算机曾经安装 Xcalibur/Foundation，但之后已卸载。
- 重新安装或升级带 MS 控制的 Chromeleon 7.2 后。
- 首次将质谱仪添加到 Chromeleon 7.2 后。

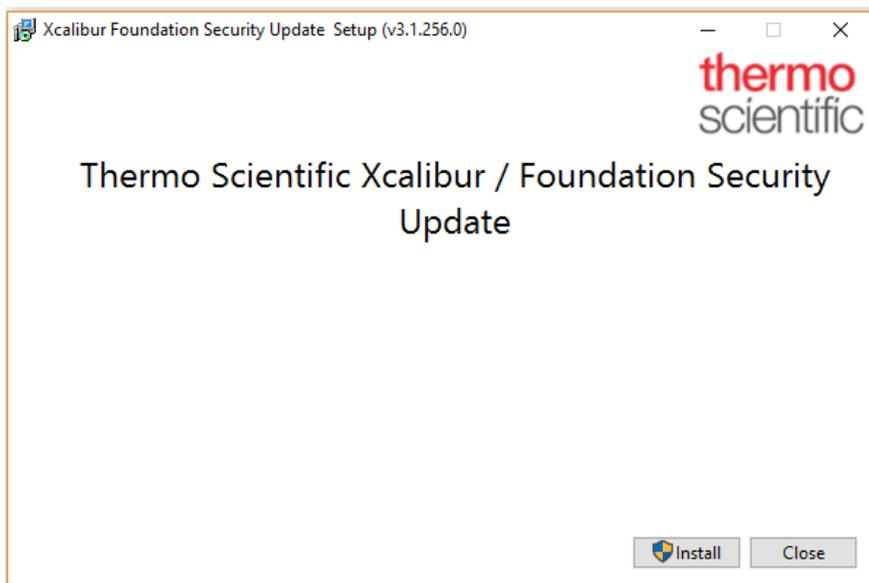
更新安装说明

安装更新之前，请关闭所有应用程序，并确保没有样本正在取样且取样队列中没有提交的样本。

注意 您必须使用本地 Windows 管理员帐户登录后，才能安装此更新。

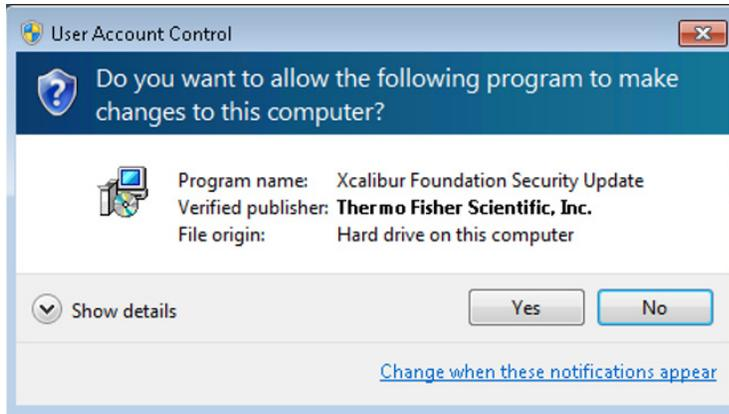
❖ 首次安装 Xcalibur/Foundation 更新

1. 使用本地管理员帐号登录已安装 Xcalibur/Foundation 的计算机。
2. 转到 [Xcalibur/Foundation 更新 \(Xcalibur/Foundation Update\)](#) 页面。
3. 下载名为 **ThermoXcaliburFoundationSU.zip** 的压缩文件，然后解压文件。
4. 双击 **ThermoXcaliburFoundationSU.exe**。Xcalibur/Foundation 安全更新安装程序随即打开。

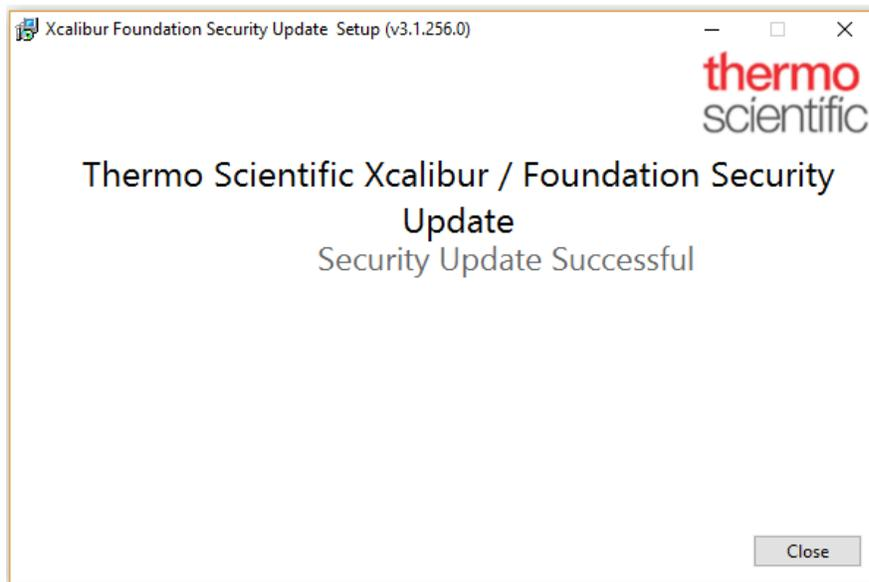


5. 单击**安装** (Install)。

- 如果出现“用户帐户控制 (User Account Control)”对话框，单击是 (Yes)，然后按提示操作。



- 将出现“Thermo Scientific Xcalibur/Foundation 安全更新设置进度 (Thermo Scientific Xcalibur/Foundation Security Update Setup Progress)”窗口，会继续安装，直到结束。
- 安装完成后，将显示“成功完成 Xcalibur/Foundation 安全更新 (Xcalibur/Foundation Security Update Successful)”窗口。



6. 单击关闭 (Close) 完成安装并退出更新。

重新应用更新

升级或重新安装 Foundation 后，必须重新应用 Xcalibur/Foundation 更新。

注意 下文所述的重新应用更新步骤需要使用 Windows 命令提示符。

❖ 重新应用 Xcalibur/Foundation 更新

1. 找到计算机上的 cmd.exe，然后右击并选择以管理员身份运行 (Run as administrator)。Windows 命令提示符将使用管理员权限打开。
2. 导航到解压更新的目录。例如，如果更新解压到了 c:\Update，则输入 `cd c:\Update`，然后按 Enter。
3. 输入 `ThermoXcaliburFoundationSU.exe /uninstall /quiet` 并按 Enter。
4. 输入 `ThermoXcaliburFoundationSU.exe /install /passive` 并按 Enter。

“Xcalibur/Foundation 安全更新 (Xcalibur/Foundation Security Update)”窗口打开，并会在安装完成后关闭。

更改的文件

作为更新的一部分，对 Foundation 安装目录下的 RegAppID.exe 应用程序也进行了更新。您可以使用下面的文件信息手动确认更新是否成功完成。

表 1. RegAppID.exe 文件更新信息

项目	值
文件大小	198,144 字节
文件创建日期	2018 年 10 月 25 日 16:47 (PST)
SHA-256 Hash	6bcee6f343e683bab4939f7afea0cb22590c61810eff89fd3511e2e263163d88

常见问题

- 如果无法完成更新安装，该怎么办？
 - 尝试重新安装 (见 [更新安装说明](#))。如果更新仍然无法安装，请填写 www.thermofisher.com/software-update 上的联系表。
- 安装新的仪器驱动程序后是否需要重新安装更新？
 - 不需要。此更新不影响仪器驱动程序。
- 我是否需要为较新版本的 Xcalibur 或 Foundation 安装更新？
 - 不需要。Xcalibur 4.2 和 Foundation 3.1 SP5 之后的所有版本都将包含更新。

已知问题

支持的软件版本

以下软件版本会受到影响：Foundation 1.0 SP2、2.0 SP1、2.1、3.0、3.0 SP1 - SP2、3.1、3.1 SP1 - SP5。未列出的版本要么已不在受支持的生命周期，要么需要更新到以上列出的版本。

重要说明 尝试应用此更新前，请填写 www.thermofisher.com/software-update 上的联系表，以便将 Foundation 更新到上述版本之一。

应用更新后 Xcalibur 中的服务器失败信息

应用更新后，如果 Xcalibur 中运行的设备显示“服务器失败 (Server Failed)”错误，请重新启动计算机。如果问题仍然存在，请填写 www.thermofisher.com/software-update 上的联系表。

商标

Foundation 和 Chromeleon 是 Thermo Fisher Scientific Inc. 在美国的商标，Xcalibur 是 Thermo Fisher Scientific Inc. 在美国的注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家（地区）的注册商标。

所有其他商标都是 Thermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产。

免责声明

本发行说明中所述的信息按“原样”提供，不附带任何形式的担保。Thermo Fisher Scientific Inc. 不作任何明示或暗示担保，包括适销性和适用于特定用途的担保。在任何情况下，Thermo Fisher Scientific Inc. 或其供应商均不对任何损害承担责任，包括直接、间接、偶然性、后果性损害、商业利润损失或特殊损害，即使 Thermo Fisher Scientific Inc. 或其供应商已被告知可能会出现此类损害。美国部分州不允许排除或限制后果性或偶然性损害的责任，因此上述限制可能并不适用。