

# Cloud Connect Utility

## 帮助

出版物编号 MAN0017164

修订版 A.0

仅供研究使用。不可用于诊断。

本指南中的信息可能随时更改，恕不另行通知。

免责声明：在法律允许的范围内，LIFE TECHNOLOGIES 和/或其子公司将不承担任何与本文档相关或由此引起的（包括使用本文档）特殊的、偶然的、间接的、惩罚性的、多重的或相应的损害赔偿赔偿责任。

**买方通知：免责声明：**单独购买此软件产品并不意味着 Life Technologies Corporation 拥有或以其他方式控制专利权利要求下的任何工艺、仪器或其他设备、系统、组合、试剂或试剂盒权利下的任何许可，不管是通过明示还是禁止反言。

**发行历史：**出版物编号 MAN0017164

修订版	日期	描述
A.0	2017 年 8 月 18 日	帮助系统。有关安装和使用 Cloud Connect Utility 的说明。

**公司实体：**Life Technologies Corporation | Carlsbad, CA 92008 USA | 美国免费电话 1 800 955 6288

**商标：**除另有说明外，所有商标均为 Thermo Fisher Scientific 及其子公司的财产。

©2017 Thermo Fisher Scientific Inc. 保留所有权利。

# 目录

■ 关于 Cloud Connect Utility .....	4
下载并安装 Cloud Connect Utility .....	4
设置 Cloud Connect Utility 连接.....	4
使用 Cloud Connect Utility 上传文件 .....	5
管理连接 .....	5
退出应用程序 .....	6
删除连接 .....	6
安装更新 .....	6
文件与支持.....	7
客户与技术支持.....	7
产品有限保证 .....	7



# 关于 Cloud Connect Utility

本帮助指南提供了有关 Thermo Fisher Scientific Cloud Connect Utility 安装、初始连接设置及使用的说明，以自动将任意类型的文件上传至 Thermo Fisher Connect 帐户。

使用左侧导航窗格中的 **Table of Contents**（目录）查找感兴趣的主题，或者在上面的 **Search**（搜索）区域输入搜索词。

## 下载并安装 Cloud Connect Utility

1. 使用您的用户名和密码登录到 Thermo Fisher Connect。如果尚未注册，点击 **Sign Up Now**（立即注册）。
2. 将连接工具下载至计算机。
  - a. 点击 （Apps）打开 **AppConnect**（应用程序连接）屏幕。
  - b. 滚动至 **Utilities**（工具）部分，然后在适用于您操作系统的 **Cloud Connect Utility** 中点击 **Download**（下载）。文件将自动开始下载。
    - ThermoFisherCCUv2.exe（Windows 系统）
    - ThermoFisherCCUv2.dmg（Mac 系统）
3. 双击 .exe 或 .dmg 文件启动安装程序。
4. 输入您的 Thermo Fisher Connect 用户名和密码，然后点击 **Sign In**（登录）。

## 设置 Cloud Connect Utility 连接

软件安装完成后，必须对连接工具进行配置，以将其链接至 Thermo Fisher Connect 帐户，并指定文件传输的源文件夹和目标文件夹。该连接工具监视源文件夹中的新文件或更新文件，并自动将其上传至目标文件夹。

1. 选择您的本地文件夹。
  - a. 点击  **Select your local folder**（选择您的本地文件夹）。
  - b. 导航至选中的文件夹，或创建一个新文件夹。
  - c. 点击 **Select Folder**（选择文件夹）。
2. 在 Thermo Fisher Connect DataConnect（Thermo Fisher Connect 数据连接）屏幕中选择目标文件夹。或者，创建一个新目标文件夹。
  - a. 点击  **Select a DataConnect folder**（选择一个数据连接文件夹）。



- b. 导航至选中的文件夹，或点击 **Create new folder**（创建新文件夹）。输入文件夹名称，然后点击 。
  - c. 点击 **Select**（选择），然后点击 **Next**（下一步）。
3. 输入 **Connection name**（连接名称），然后点击 **Next**（下一步）。

该连接工具将自动启动并开始上传文件。该连接在 Thermo Fisher Connect 账户 **InstrumentConnect**（仪器连接）屏幕的 **PCs & smartphones**（个人计算机和智能手机）选项卡中显示为一个瓦片图标，并显示连接的名称。

## 使用 Cloud Connect Utility 上传文件

只要连接激活，置于源文件夹中的文件将会自动上传至 **DataConnect**（数据连接）中的目标文件夹中。若要重新建立连接并将文件上传至 Thermo Fisher Connect 中的目标文件夹：

注：首次设置时，连接工具将自动启动并开始上传源文件夹中的文件。

- *(Windows 系统)*

- a. 双击桌面快捷方式或点击 **Start**（开始）▶**All Programs**（所有程序）▶**Thermo Fisher Scientific** ▶ **Cloud Connect Utility** 启动该连接工具。
- b. 上传文件至源文件夹。  
上传进度在 **Upload activity**（上传活动）屏幕中显示。
- c. 点击 **DataConnect folder**（数据连接文件夹）以确认上传的文件。

- *(Mac 系统)*

- a. 双击 **Dock**（基座）中的，**Launchpad**（启动面板）上的或 **Applications**（应用程序）文件夹中的 **Cloud Connect Utility** 图标。
- b. 上传文件至源文件夹。  
上传进度在 **Upload activity**（上传活动）屏幕中显示。
- c. 点击 **DataConnect folder**（数据连接文件夹）以确认上传的文件。

## 管理连接


若要更改连接，首先删除现有连接，然后使用新配置设置新连接。

点击 **Settings**（设置）选项卡查看：

- 用户名和密码
- 连接名称
- 源文件夹
- **DataConnect**（数据连接）文件夹
- 删除连接



## 退出应用程序

点击  **Quit application**（退出应用程序）选项卡，然后点击 **Yes, exit applicaiton**（是的，退出应用程序）。


**注：** 如果用户退出应用程序，正在进行的文件上传操作将被取消。若要重启 Cloud Connect Utility：

- （Windows 系统）双击桌面快捷方式或点击 **Start（开始） ▶ All Programs（所有程序） ▶ Thermo Fisher Scientific ▶ Cloud Connect Utility**。
- （Mac 系统）双击 Dock（基座）中的，**Launchpad（启动面板）** 上的或 **Applications（应用程序）** 文件夹中的 **Cloud Connect Utility** 图标。


## 删除连接

若要更改连接，首先删除现有连接，然后使用新配置设置新连接。

**注：** 正在进行的文件上传操作将被取消，且与 Thermo Fisher Connect 的连接将被删除。

- 在 Cloud Connect Utility 中，点击  **Settings（设置） ▶ Delete connection（删除连接）**，然后点击 **Yes, delete connection（是的，删除连接）**。

或

- 在 **InstrumentConnect（仪器连接） PCs & smartphones（个人计算机和智能手机）** 中，选择要删除的 **Cloud Connect Utility** 瓦片图标，点击  **Disconnect（断开连接）**，然后点击 **Confirm（确认）**。

## 安装更新

当 Cloud Connect Utility 的更新可用时，**Update（更新）** 按钮将出现在左侧导航菜单中。

点击  **CCU update available（可用的 CCU 更新）**。

- 点击 **Yes（是）**，退出并立即重启应用程序，并将安装更新。
- 点击 **No（否）**，继续而不安装更新。

**注：** 该应用程序将在您退出后，下次重启 Cloud Connect Utility 时进行更新。

# 文件与支持

## 客户与技术支持

有关服务与支持的最新信息，访问 <http://thermofisher.com/support>，包括：

- 全球联系电话号码
- 产品支持，包括：
  - 产品常见问题
  - 软件、补丁和更新
  - 应用程序和仪器相关培训
- 订单和网络支持
- 产品文件，包括：
  - 用户指南、手册和协议
  - 检验报告书
  - 安全数据表（SDSs；也称 MSDSs）

**注：**对于来自其他制造商的试剂和化学品的 SDSs，请联系相关制造商。

## 产品有限保证

Life Technologies Corporation 和/或其子公司保证其产品符合 Life Technologies 网站 [www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html](http://www.thermofisher.com/us/en/home/global/terms-and-conditions.html) 上“Life Technologies 的一般销售条款和条件”的要求。如果您有任何问题，请通过 <http://www.thermofisher.com/support> 联系 Life Technologies。

