



# 谱库和免费软件 安装指导





## 安装说明

使用系统的建议，参考[www.knowitall.com/minimum\\_system](http://www.knowitall.com/minimum_system)。

1. 将安装U盘插入计算机。从U盘中，打开**KnowItAll Installation**文件夹，双击**KnowItAllInstall.exe**，并按照说明操作。如果无法从U盘安装，请从[www.knowitall.com/download](http://www.knowitall.com/download)下载软件。
2. 启动KnowItAll ID Expert软件，并按照操作说明激活许可证。产品注册代码位于 KnowItAll 包装盒背面；如果你的 KnowItAll 是下载得到，email里有产品注册码。
3. 在U盘里打开**Individually Licensed Databases**文件夹并复制购买的数据库文件到计算机本地磁盘。

## 购买的光谱数据库内容

购买的光谱数据库也包括	
<b>KnowItAll® ID Expert™</b>	光谱鉴别软件，用于单组分，多组分物质图谱分析和官能团分析。KnowItAll ID Expert易于使用：只需打开谱图并查看结果。请在 <a href="http://www.knowitall.com/idexpertvideo">www.knowitall.com/idexpertvideo</a> 观看使用演示。
<b>ATR-IR溶剂 - Bio-Rad Sadtler数据库</b>	629张高质量ATR-IR有机溶剂光谱图
<b>KnowItAll IR光谱库（试用）</b>	包含超过250,000张红外光谱图集的30天试用期
<b>KnowItAll拉曼光谱库（试用）</b>	包含超过22,000张拉曼光谱图集的30天试用期

**English**   日本語   **Deutsch**   **Français**   中文

PDF versions of this document are available in English, Japanese, German, French, & Chinese at [www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training)

本マニュアルのPDFファイル（英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語）は [www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training) からダウンロードできます。

PDF-Versionen dieses Dokuments finden sie auf Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch auf [www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training)

Des versions PDF de ce document sont disponibles en anglais, japonais, allemand, français & chinois sur page [www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training)

本文档有英、德、法、日语及中文 PDF 版，请看 [www.knowitall.com/training](http://www.knowitall.com/training)



**Bio-Rad**  
**Laboratories, Inc.**

---

*Informatics Division*

**Website:** [www.knowitall.com](http://www.knowitall.com)   **Contact Us:** [www.knowitall.com/contactus](http://www.knowitall.com/contactus)

---



210410-REV20180202