



# 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。
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235,000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15000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 on the KnowItAll Software & Database Installation USB.

KnowItAllインストール手順とクイックガイドは英語、中国語、フランス語、ドイツ語、日本語それぞれPDF形式で提供しています。KnowItAllインストールUSBカードに格納されています。

PDF-Versionen dieses Dokuments finden sie auf English, Japanisch, Deutsch, Französisch und Chinesisch auf dem Installations-USB-Stick für die KnowItAll-Software und Datenbanken.

Les versions PDF de ce document sont disponibles en anglais, japonais, allemand, français, chinois sur la carte USB d'installation du Logiciel KnowItAll & et des Bases de Données.

本文档有英、德、法、日语及中文PDF版。

**BIO-RAD**

**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-REV20160825