



# **Spektrendatenbanken**

## Installationsanleitung





# Installationsanleitung

Beachten Sie die Systemempfehlungen auf [www.knowitall.com/minimum\\_system](http://www.knowitall.com/minimum_system).

1. Stecken Sie den USB-Stick in einen freien USB-Port. Öffnen Sie den **KnowItAll-Installationsordner** auf dem USB-Gerät, doppelklicken Sie auf **KnowItAllInstall.exe** und folgen Sie den Anweisungen. Falls die Installation über USB nicht möglich ist, laden Sie die Software von [www.knowitall.com/download](http://www.knowitall.com/download) herunter.
2. Starten Sie die KnowItAll ID Expert-Software und folgen Sie den Anweisungen, um Ihre Lizenz zu aktivieren. Den **Lizenzverifizierungscode** finden Sie auf der Rückseite der KnowItAll-Verpackung oder im Email mit den Download Informationen.
3. Öffnen Sie den Ordner „**Individually Licensed Databases**“ auf dem USB-Stick und kopieren Sie die Dateien für die von Ihnen erworbenen Datenbanken auf ihren Computer.

# Was in Ihrem Kauf der Spektraldatenbanken enthalten ist

Ihr Kauf der Spektraldatenbanken beinhaltet auch	
<b>KnowItAll® ID Expert™</b>	Spektrale Identifizierungs-Software mit Einkomponenten-, Mehrkomponenten- und funktioneller Gruppenanalyse. KnowItAll ID Expert ist einfach in der Anwendung: einfach ein Spektrum öffnen und die Resultate ansehen. Für ein Demo siehe <a href="http://www.knowitall.com/idexpertvideo">www.knowitall.com/idexpertvideo</a> .
<b>ATR-IR Solvents - Bio-Rad Sadtler Database</b>	629 hochqualitative ATR-IR-Spektren organischer Lösungsmittel
<b>KnowItAll IR Spectral Library (Trial)</b>	30-tägiger Zugang zu mehr als 250.000 IR-Spektren
<b>KnowItAll Raman Spectral Library (Trial)</b>	30-tägiger Zugang zu mehr als 22.000 Raman-Spektren

**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)

---



210408-REV20180202