



Spektraldatenbanken

Installationsanleitung





Installationsanleitung

Beachten sie die Systemempfehlungen auf 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 herunter.
2. Starten sie die KnowItAll ID Expert-Software, und folgen sie den Anweisungen, um ihre Lizenz zu aktivieren. Den **Produktregistrierungscode** finden sie auf der Rückseite der KnowItAll-Verpackung.
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	
KnowItAll® ID Expert™	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 www.knowitall.com/idexpertvideo .
ATR-IR Solvents - Bio-Rad Sadtler Database	629 hochqualitative ATR-IR-Spektren organischer Lösungsmittel
KnowItAll IR Spectral Library (Trial)	30-tägiger Zugang zu mehr als 235.000 IR-Spektren
KnowItAll Raman Spectral Library (Trial)	30-tägiger Zugang zu mehr als 15.000 Raman-Spektren

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.

このドキュメントは英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語それぞれPDF形式でインストールUSBに格納されています。

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

Des versions PDF de ce document sont disponibles en anglais, japonais, allemand, français & chinois sur la clé USB d'installation du logiciel et des bases de données KnowItAll.

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 **Contact Us:** www.knowitall.com/contactus



210408-REV20160825