



スペクトルデータベース インストール インストラクション





インストール方法

動作環境については次のURLをご参照ください。 www.knowitall.com/minimum_system.

1. インストールUSBをUSBポートに差し込みます。USBドライブの**KnowItAll Installation**フォルダーを開き、**KnowItAllInstall.exe**をダブルクリックします。現れる指示に従ってください。「インストールが終了した」意味のメッセージが現れて、インストール完了です。
2. デスクトップに作成されるIDエキスパートのアイコンをダブルクリックして起動します。表示されるインストラクションに従って、ライセンス認証をしてください。ライセンスベリフィケーションコードはパッケージの裏側に記載されています。
3. インストールUSBドライブの**Individual Licensed Databases**フォルダーを開き、すべてのファイルをPCの所定の場所（検索ソフトウェア指定の場所）にコピーします。

このパッケージにはデモ用に次のツールが含まれています。

取得したデータベース以外に含まれているもの。	
ID エキスパート	各種スペクトルに対応する未知スペクトル同定ソフト。スペクトルを開くだけで、スペクトルサーチ、混合物サーチ、官能基グループ検索を同時に行います。デモもご参照ください。 www.knowitall.com/idexpertvideo
ATR-IR Solvents - Bio-Rad Sadtler Database	溶媒のATRスペクトル629件
KnowItAll IR スペクトルライブラリー (トライアル)	バイオラッドが提供する25万件のIRスペクトルデータベース30日間ライセンス。
KnowItAll Raman スペクトルライブラリー (トライアル)	バイオラッドが提供する2.2万件のラマンスペクトルデータベース30日間ライセンス。

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

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 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

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

本文档有英、德、法、日语及中文 PDF 版，请看 www.knowitall.com/training



Bio-Rad
Laboratories, Inc.

Informatics Division

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



210411-REV20180202