



# **Bases de Données Spectrales**

## Instructions d'installation





## Instructions d'installation

Reportez-vous aux recommandations système sur [www.knowitall.com/minimum\\_system](http://www.knowitall.com/minimum_system).

1. Insérez la clé USB d'installation dans votre ordinateur. Depuis la clé USB, ouvrez le dossier suivant : **KnowItAll installation**. Double-cliquez sur **KnowItAllInstall.exe** et suivez les instructions. Si vous ne parvenez pas à installer à partir de la clé USB, téléchargez le logiciel sur [www.knowitall.com/download](http://www.knowitall.com/download).
2. Lancez l'application ID Expert de KnowItAll et suivez les instructions pour activer votre licence. Vous trouverez **le code d'enregistrement du produit** au dos de l'emballage de KnowItAll.
3. Depuis la clé USB, ouvrez le dossier suivant : **Individually Licensed Databases**. Copiez sur votre ordinateur les fichiers des bases de données spectrales que vous avez achetées.

## Ce que comprend votre acquisition de bases de données

Votre acquisition de bases de données comprend également	
<b>KnowItAll® ID Expert™</b>	Logiciel d'identification de spectres à un seul composant ou de multiples composants et analyse des groupes fonctionnels. KnowItAll ID Expert est simple d'utilisation : il suffit d'ouvrir un spectre et de visualiser les résultats. Regardez la démo sur <a href="http://www.knowitall.com/idexpertvideo">www.knowitall.com/idexpertvideo</a> .
<b>Solvants ATR-IR – Base de données Bio-Rad Sadtler</b>	629 spectres ATR-IR haute qualité de solvants organiques
<b>Bibliothèque spectrale KnowItAll IR (évaluation)</b>	Accès pendant 30 jours à plus de 235,000 spectres IR
<b>Bibliothèque spectrale KnowItAll Raman (évaluation)</b>	Accès pendant 30 jours à plus de 15,000 spectres Raman

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



210409-REV20160825