



## Базы данных и программное обеспечение по спектроскопии

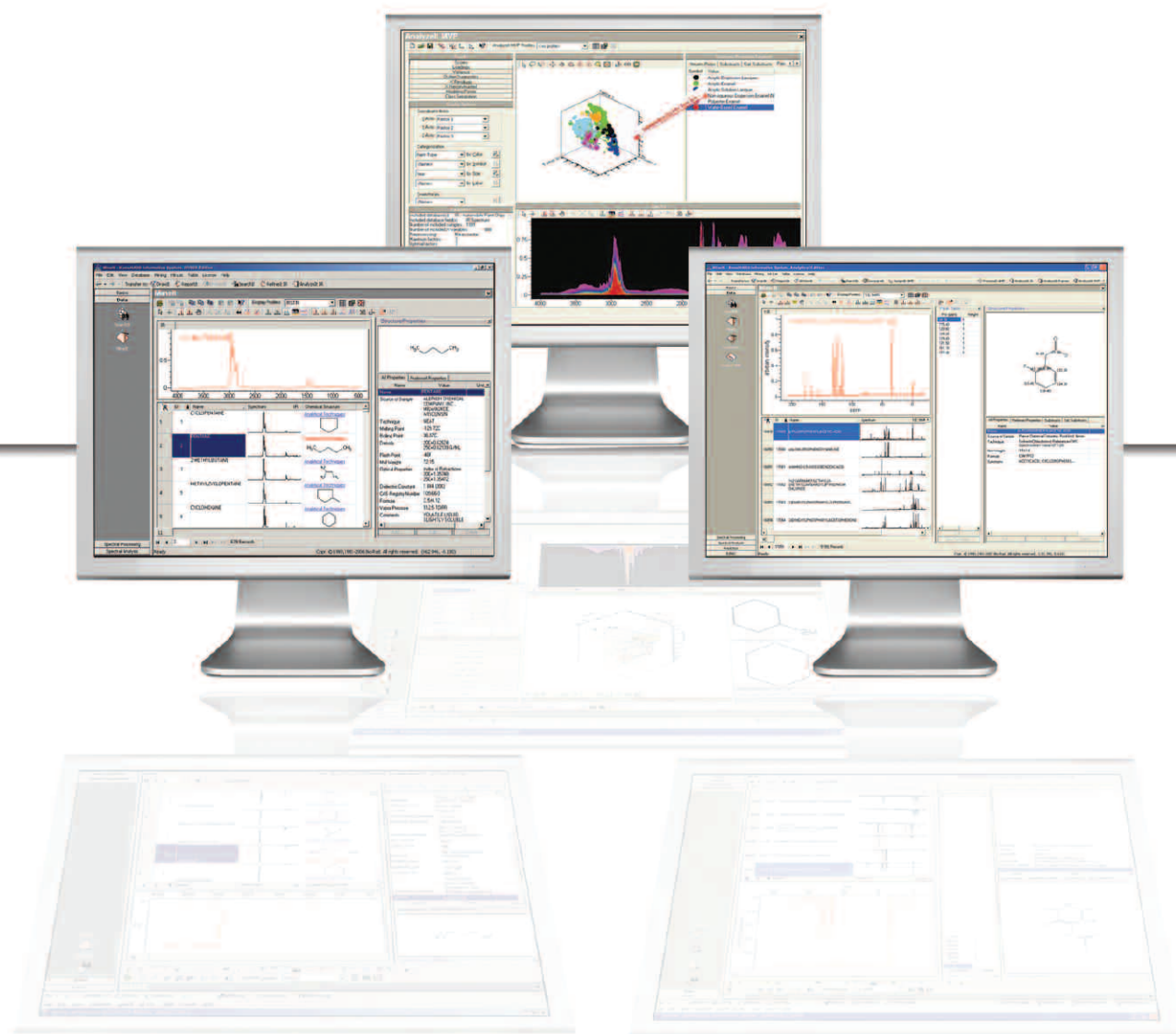


# Лидер в разработке баз данных и программного обеспечения для обработки спектров

Bio-Rad предлагает свыше 2,3 миллионов высококачественных спектров IR, MS, NMR, Raman и UV-Vis (в том числе данные Sadtler). Коллекции охватывают чистые соединения и широкий спектр коммерческих продуктов. Они являются идеальным ресурсом для интерпретации, идентификации, верификации и классификации спектров.

Признанное и удостоенное наград программное обеспечение Bio-Rad KnowItAll предлагает решения для управления и анализа многочисленных типов спектральных и химических данных в сложносоставных файловых и инструментальных форматах.

Такое уникальное сочетание спектрального ПО с высококачественными эталонными спектрами предоставляет специалистам наиболее современный метод спектрального анализа, доступный в настоящее время.



### Самая большая в мире спектральная база данных IR

Спектральная база данных KnowItAll IR от Bio-Rad предоставляет доступ более чем к 250 000 инфракрасным спектрам—это самая большая и быстрорастущая коллекция спектров IR эталонного качества. Этот ресурс можно использовать с ПО Bio-Rad KnowItAll или с поисковым программным обеспечением поставщиков инфракрасного оборудования для определения неизвестных спектров.

Помимо этого база данных включает поисковое ПО KnowItAll ID Expert™ без дополнительной платы.

### Спектральная библиотека KnowItAll IR предоставляет годовой доступ к следующим коллекциям:

ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Merck - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Минералы и глины - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 3 - Bio-Rad Sadtler	IR - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) по опасным химическим соединениям (парообразным) - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Вкусовые добавки и ароматизаторы - Bio-Rad Sadtler	IR - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) по опасным химическим соединениям - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Неорганические соединения 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Металлоорганические соединения - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Неорганические соединения 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Кремнийорганические соединения
ATR-IR - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) по опасным химическим соединениям - Bio-Rad Sadtler	IR - Пестициды и сельскохозяйственные химикаты - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Нутрицевтики 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Нефтехимические вещества - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Нутрицевтики 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Лекарственные препараты - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Металлоорганические соединения 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Пластификаторы - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Металлоорганические соединения 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимерные добавки - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Пластификаторы - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимерные добавки (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Полимеры - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимерные добавки, Hummel промышленные - Wiley
ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимер-процессинговые химические вещества - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (основные) 1 - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 3 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (основные) 2 - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 4 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (основные) 3 - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Растворители - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (универсальные) - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры и мономеры (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, подлежащие контролю пиролизаты - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, Hummel - Bio-Rad Sadtler
ATR-IR - Стандарты 5 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, определяемые как Hummel - Wiley
ATR-IR - Стандарты 6 - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, определяемые как Hummel основные - Wiley
Библиотека SWGDRUG - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, Hummel промышленные - Wiley
IR - Адгезивы и герметики - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, мономеры Hummel промышленные - Wiley
IR - Адгезивы и герметики (часть коллекции) - Bio-Rad Sadtler	IR - Полимеры, мономеры Hummel промышленные - Wiley
IR - Кусочки облупившейся автомобильной краски	IR - Полиолы - Bio-Rad Sadtler
IR - Покрывающие химические препараты - Bio-Rad Sadtler	IR - Готовые и рецептурные препараты (кислота) - Bio-Rad Sadtler/IR - Готовые и рецептурные препараты (основные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Покрывающие химические препараты (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	IR - Особо опасные загрязняющие вещества - Bio-Rad Sadtler/IR - Особо опасные загрязняющие вещества (парообразные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Наркотические препараты общего назначения (кислота) - Bio-Rad Sadtler	IR - Каучуковые химические вещества - Bio-Rad Sadtler
IR - Наркотические препараты общего назначения (основные) - Bio-Rad Sadtler	IR - Каучуковые химические вещества (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 1 - Bio-Rad Sadtler	IR - Растворители - Bio-Rad Sadtler
IR - Красители - Bio-Rad Sadtler	IR - Растворители (основные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Красители, пигменты и цветные пасты - Bio-Rad Sadtler	IR - Растворители (парообразные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Материалы энергетических установок - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler
IR - Парообразная фаза по перечню АООС - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler
IR - Эпоксидные смолы, отверждающие агенты и добавки - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler
IR - Жиры, воски и производные соединения - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler
IR - Волокна и химические волокнистые материалы - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты 5 - Bio-Rad Sadtler
IR - Волокна, измеренные с помощью микроскопа - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандартные растворы (универсальные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Огнезащитные составы - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты (выбранное подмножество) - Bio-Rad Sadtler
IR - Вкусовые добавки и ароматизаторы - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler
IR - Вкусовые добавки, ароматизаторы и масла - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler
IR - Пищевые добавки - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандартные растворы (парообразные универсальные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Пищевые добавки (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	IR - Стандарты (газофазное выбранное подмножество) - Bio-Rad Sadtler
IR - Газы и пары - Bio-Rad Sadtler	IR - Стероиды 2 - Bio-Rad Sadtler
IR - Криминалистическая лаборатория штата Джорджия	IR - Стероиды, андрогены, прогестины и эстрогены - Bio-Rad Sadtler
IR - Промышленные химические вещества, основные органические соединения - Wiley	IR - Поверхностно-активные вещества (основные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Промышленные химические вещества, чисто органические соединения - Wiley	IR - Поверхностно-активные вещества (универсальные) - Bio-Rad Sadtler
IR - Неорганические соединения - Bio-Rad Sadtler	IR - Поверхностно-активные вещества (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler
IR - Неорганические соединения (часть коллекции) - Bio-Rad Sadtler	IR - Поверхностно-активные вещества (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler
IR - Промежуточные продукты - Bio-Rad Sadtler	IR - Поверхностно-активные вещества, Hummel - Wiley
IR - Промежуточные продукты (основные) - Bio-Rad Sadtler	IR - Университетские стандартные растворы - Bio-Rad Sadtler
IR - Присадки к смазкам 1 - Bio-Rad Sadtler/IR - Присадки к смазкам 2 - Bio-Rad Sadtler	IR - Химические вещества для очистки воды - Bio-Rad Sadtler
IR - Смазочные материалы 1 - Bio-Rad Sadtler	
IR - Смазочные материалы 2 - Bio-Rad Sadtler	

## Отдельные базы данных IR

Код продукта	Описание	Кол-во спектров
<b>ATR-IR</b>		
447900	ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 1 - Bio-Rad Sadtler	1 160
448800	ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 2 - Bio-Rad Sadtler	1 080
448900	ATR-IR - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 3 - Bio-Rad Sadtler	1 010
448600	ATR-IR - Неорганические соединения 1 - Bio-Rad Sadtler	265
449000	ATR-IR - Нутрицевтики - Bio-Rad Sadtler	670
448700	ATR-IR - Металлоорганические соединения 1 - Bio-Rad Sadtler	175
410700	ATR-IR - Полимеры - Bio-Rad Sadtler	2 395
448500	ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 1 - Bio-Rad Sadtler	500
449300	ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 2 - Bio-Rad Sadtler	590
449800	ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 3 - Bio-Rad Sadtler	500
461100	ATR-IR - Полимеры и мономеры (основные) 4 - Bio-Rad Sadtler	500
450000	ATR-IR - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler	1 000
450100	ATR-IR - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler	1 000
450200	ATR-IR - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler	1 000
450300	ATR-IR - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler	1 000
450400	ATR-IR - Стандарты 5 - Bio-Rad Sadtler	1 000
450500	ATR-IR - Стандарты 6 - Bio-Rad Sadtler	1 000
447800	ATR-IR - Стероиды, андрогены, прогестины и эстрогены - Bio-Rad Sadtler	305
<b>IR - Полимеры и родственные соединения</b>		
447600	IR - Акрилаты и метакрилаты - Bio-Rad Sadtler	475
433000	IR - Адгезивы и герметики - Bio-Rad Sadtler	2 075
423000	IR - Адгезивы и герметики (часть коллекции) - Bio-Rad Sadtler	520
421300	IR - Покрывающие химические препараты (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	720
427000	IR - Материалы энергетических установок - Bio-Rad Sadtler	1 070
436300	IR - Эпоксидные смолы, отверждающие агенты и добавки - Bio-Rad Sadtler	690
420400	IR - Огнезащитные составы - Bio-Rad Sadtler	595
424800	IR - Полимерные добавки (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	1 745
465400	IR - Полимерные добавки, Hummel промышленные - Wiley	1 520
423200	IR - Полимер-процессинговые химические вещества - Bio-Rad Sadtler	1 155
439900	IR - Полимерные соединения - Bio-Rad Sadtler	470
421900	IR - Полимеры и мономеры (основные) 1 - Bio-Rad Sadtler	1 485
422500	IR - Полимеры и мономеры (основные) 2 - Bio-Rad Sadtler	850
321900	IR - Полимеры и мономеры (универсальные) - Bio-Rad Sadtler	11 270
422000	IR - Полимеры и мономеры (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler	1 795
422300	IR - Полимеры и мономеры (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler	1 705
434000	IR - Полимеры, подлежащие контролю пиролизаты - Bio-Rad Sadtler	2 965
422200	IR - Полимеры, Hummel - Bio-Rad Sadtler	1 905
465500	IR - Полимеры, определяемые как Hummel - Wiley	2 335
465600	IR - Полимеры, определяемые как Hummel основные - Wiley	1 040
465100	IR - Полимеры, Hummel промышленные - Wiley	5 000
465300	IR - Полимеры, мономеры Hummel промышленные - Wiley	1 565
465200	IR - Полимеры, мономеры Hummel промышленные - Wiley	1 910
433700	IR - Пластификаторы - Bio-Rad Sadtler	1 485
447500	IR - Защитные материалы - Bio-Rad Sadtler	770
424300	IR - Каучуковые химические вещества (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	585
<b>IR - Чисто органические соединения</b>		
438100	IR - Спирты и фенолы - Bio-Rad Sadtler	1 920
438200	IR - Альдегиды - Bio-Rad Sadtler	690
438300	IR - Аминокислоты и пептиды - Bio-Rad Sadtler	790
438400	IR - Ангидриды и лактоны - Bio-Rad Sadtler	325
438500	IR - Карбоновые кислоты - Bio-Rad Sadtler	1 520
438600	IR - Красители, алкины и азосоединения - Bio-Rad Sadtler	940
438700	IR - Сложные эфиры - Bio-Rad Sadtler	1 805
420500	IR - Газы и пары - Bio-Rad Sadtler	145
439000	IR - Углеводороды - Bio-Rad Sadtler	1 055
439100	IR - Углеводороды и галогенизированные углеводороды - Bio-Rad Sadtler	1 885
465900	IR - Промышленные химические вещества, основные органические соединения - Wiley	1 000
465800	IR - Промышленные химические вещества, чисто органические соединения - Wiley	20 315
422900	IR - Промежуточные продукты (основные) - Bio-Rad Sadtler	490
439200	IR - Кетоны - Bio-Rad Sadtler	1 815
424500	IR - Merck - Bio-Rad Sadtler	2 945
439300	IR - Нуклеиновые кислоты, нуклеозиды и нуклеотиды - Bio-Rad Sadtler	1 450
439400	IR - Металлоорганические, Неорганические, и соединения с Si, B и D элементами	1 145
439500	IR - Соединения фосфора - Bio-Rad Sadtler	1 110
436000	IR - Растворители (основные) - Bio-Rad Sadtler	635
436200	IR - Растворители (парообразные) - Bio-Rad Sadtler	620
480100	IR - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler	1 000
480200	IR - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler	1 000

## Отдельные базы данных IR

Код продукта	Описание	Кол-во спектров
480300	IR - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler	1 000
480400	IR - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler	1 000
320100	IR - Стандартные растворы (универсальные) - Bio-Rad Sadtler	75 550
420200	IR - Стандарты (выборочная коллекция) - Bio-Rad Sadtler	2 495
426000	IR - Стандарты (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler	9 995
400000	IR - Стандарты (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler	2 500
320300	IR - Стандартные растворы (парообразные универсальные) - Bio-Rad Sadtler	9 185
422800	IR - Стандарты (газообразные выборочная коллекция) - Bio-Rad Sadtler	485
405000	IR - Начальная база данных - Bio-Rad Sadtler	11 780
439700	IR - Сахара и карбогидраты - Bio-Rad Sadtler	570
439800	IR - Соединения серы - Bio-Rad Sadtler	1 095
420100	IR - Университетские стандартные растворы - Bio-Rad Sadtler	300
<b>IR - Промышленные соединения</b>		
432500	IR - Жиры, воски и производные соединения - Bio-Rad Sadtler	1 800
432900	IR - Промежуточные продукты - Bio-Rad Sadtler	835
425500	IR - Примеси к смазкам 1 - Bio-Rad Sadtler	1 570
	IR - Примеси к смазкам 2 - Bio-Rad Sadtler	
421700	IR - Смазочные материалы 1 - Bio-Rad Sadtler	885
420800	IR - Нефтехимические вещества - Bio-Rad Sadtler	320
422600	IR - Полиолы - Bio-Rad Sadtler	270
432700	IR - Растворители - Bio-Rad Sadtler	915
436700	IR - Поверхностно-активные вещества (основные) - Bio-Rad Sadtler	850
323500	IR - Поверхностно-активные вещества (универсальные) - Bio-Rad Sadtler	10 005
423500	IR - Поверхностно-активные вещества (часть коллекции) 1 - Bio-Rad Sadtler	1 795
425200	IR - Поверхностно-активные вещества (часть коллекции) 2 - Bio-Rad Sadtler	1 700
465700	IR - Поверхностно-активные вещества, Hummel - Wiley	1 030
<b>IR - Криминалистика</b>		
447200	IR - Биохимические вещества - Bio-Rad Sadtler	590
421200	IR - Канадская судебная экспертиза	3 495
421400	IR - Наркотические препараты общего назначения (кислота) - Bio-Rad Sadtler	585
	IR - Наркотические препараты общего назначения (основные) - Bio-Rad Sadtler	
421600	IR - Красители - Bio-Rad Sadtler	520
431600	IR - Красители, пигменты и цветные пасты - Bio-Rad Sadtler	2 555
438800	IR - Взрывчатые материалы - Bio-Rad Sadtler	720
420300	IR - Волокна и химические волокнистые материалы - Bio-Rad Sadtler	485
436400	IR - Волокна, измеренные с помощью микроскопа - Bio-Rad Sadtler	450
447400	IR - Вкусные добавки и ароматизаторы (парообразные) - Bio-Rad Sadtler	495
436500	IR - Вкусные добавки, ароматизаторы и масла - Bio-Rad Sadtler	870
467100	IR - Пищевые добавки (модифицированные) - Bio-Rad Sadtler	995
460400	IR - Криминалистическая лаборатория штата Джорджия	1 910
447100	IR - Фармацевтические вспомогательные вещества - Bio-Rad Sadtler	880
443100	IR - Лекарственные препараты - Bio-Rad Sadtler	565
445700	IR - Готовые и рецептурные препараты (кислота) - Bio-Rad Sadtler	885
	IR - Готовые и рецептурные препараты (основные) - Bio-Rad Sadtler	
439600	IR - Стероиды 1 - Bio-Rad Sadtler	865
420900	IR - Стероиды 2 - Bio-Rad Sadtler	245
447700	IR - Стероиды, андрогены, прогестины и эстрогены - Bio-Rad Sadtler	305
<b>IR - Экологическое применение</b>		
438900	IR - HAZMAT (опасные материалы) - Bio-Rad Sadtler	415
436600	IR - Пестициды и сельскохозяйственные химикаты - Bio-Rad Sadtler	1 025
447300	IR - Загрязняющие вещества (парообразные) - Bio-Rad Sadtler	905
447000	IR - Особо опасные загрязняющие вещества - Bio-Rad Sadtler	475
	IR - Особо опасные загрязняющие вещества (парообразные) - Bio-Rad Sadtler	
461000	IR - Парообразная фаза по перечню АООС - Bio-Rad Sadtler	3 235
421000	IR - Химические вещества для очистки воды - Bio-Rad Sadtler	295
<b>IR - Неорганические и металлоорганические соединения</b>		
435900	IR - Неорганические соединения - Bio-Rad Sadtler	1 105
445900	IR - Неорганические соединения (часть коллекции) - Bio-Rad Sadtler	245
420600	IR - Минералы и глины - Bio-Rad Sadtler	425
420700	IR - Металлоорганические соединения - Bio-Rad Sadtler	345
<b>NIR</b>		
466000	NIR - Общие органические соединения (высокий) - Wiley, (низкий) - Wiley	3 800

# Базы данных Raman

## KnowItAll Спектральная база данных Raman (годовая лицензия) Код продукта 894010 15 000 спектров

Спектральная база данных KnowItAll Raman от Bio-Rad предоставляет доступ более чем к 15000 спектрам Raman—это самая быстрорастущая коллекция спектров Raman эталонного качества. Этот ресурс можно использовать с ПО Bio-Rad KnowItAll или с поисковым программным обеспечением поставщиков оборудования Raman для определения неизвестных спектров.

Помимо этого база данных включает поисковое ПО KnowItAll ID Expert без дополнительной платы.

### Спектральная база данных KnowItAll Raman предоставляет годовой доступ к следующим коллекциям:

- Raman - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 3 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Вкусовые добавки и ароматизаторы - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Неорганические соединения - Bio-Rad Sadtler
- Raman - JASCO
- Raman - Нутрицевтики - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Металлоорганические соединения - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Полимеры и мономеры (основные) 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Полимеры и мономеры (основные) 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Полимеры и процессинговые химические вещества - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 5 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Стандарты 6 - Bio-Rad Sadtler
- Raman - Биоматериалы - HORIBA
- Raman - Криминалистика - HORIBA
- Raman - Минералы - HORIBA
- Raman - Минералы (FT) - HORIBA
- Raman - Полупроводниковые материалы - HORIBA

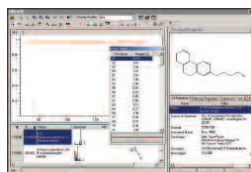
## Отдельные базы данных Raman

Любая база данных Raman включает ПО KnowItAll ID Expert без дополнительной платы

Код продукта	Описание	Кол-во спектров
470300	Raman - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 1 - Bio-Rad Sadtler	855
470600	Raman - Подлежащие контролю и рецептурные препараты 2 - Bio-Rad Sadtler	995
477500	Raman - Вкусовые добавки и ароматизаторы - Bio-Rad Sadtler	600
470200	Raman - Неорганические соединения - Bio-Rad Sadtler	1 630
470100	Raman - Полимеры и мономеры (основные) - Bio-Rad Sadtler	1 685
477000	Raman - Полимеры и процессинговые химические вещества - Bio-Rad Sadtler	495
471100	Raman - Стандарты 1 - Bio-Rad Sadtler	1 000
471200	Raman - Стандарты 2 - Bio-Rad Sadtler	1 000
471300	Raman - Стандарты 3 - Bio-Rad Sadtler	1 000
471400	Raman - Стандарты 4 - Bio-Rad Sadtler	1 000
471500	Raman - Стандарты 5 - Bio-Rad Sadtler	1 000
471600	Raman - Стандарты 6 - Bio-Rad Sadtler	730

# Базы данных MS, NMR, UV-Vis

## KnowItAll Масс-спектральная база данных (годовая лицензия) Код продукта 893010 1 106 000 спектров

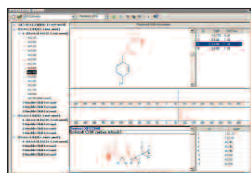


Масс-спектральная база данных KnowItAll® предоставляет масс-спектры, полученные из высококачественных стандартов. Поиск по максимальным значениям, наименованию, структуре, подструктуре и свойствам, таких как технология, молекулярная масса, регистрационный номер CAS и т.д. База данных также включает синонимы химических веществ.

Помимо этого база данных включает поисковое ПО KnowItAll ID Expert™ без дополнительной платы.

- MS - Bio-Rad Sadtler - Отдел токсикологии лекарственных средств Американской академии судебных исследований (AAFS)
- MS - Bio-Rad Sadtler - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH)
- MS - NIST EPA NIH - Масс-спектральная библиотека
- MS - Wiley - Андростаны, эстрогены и прочие стероиды
- MS - Wiley - Лекарственные препараты
- MS - Wiley - Геохимические вещества/нефтепродукты и биомаркеры
- MS - Wiley - Промышленные химические соединения
- MS - Wiley - Mass Spectral Library of Lipids
- MS - Wiley - Летучие соединения в продуктах питания
- MS - Wiley - Registry of Mass Spectral Data 11<sup>th</sup> Edition
- MS - Wiley - Registry of Mass Spectral Data 11<sup>th</sup> Edition Deleted Removed Spectra
- MS - Wiley - Registry of Mass Spectral Data 11<sup>th</sup> Edition Replicate Spectra
- Библиотека SWGDRUG - Bio-Rad Sadtler (выборочная коллекция)

## KnowItAll Спектральная база данных NMR (годовая лицензия) Код продукта 892010 920 000 спектров



Доступ более чем к 573000 эталонным спектрам <sup>13</sup>C NMR, 245200 <sup>1</sup>H NMR и 102100 XNMR для точного поиска и прогнозирования. В базе данных KnowItAll's PredictIt NMR можно не только найти спектральные данные, используемые для поиска и составления прогнозов, но также можно получить доступ к информации относительно контрольных спектров, например, источник образца, растворитель, условия производства, оборудование и свойства образца.

Помимо этого база данных включает поисковое ПО KnowItAll ID Expert™ без дополнительной платы.

### CNMR

- <sup>13</sup>CNMR - Bio-Rad Sadtler
- <sup>13</sup>CNMR - Метаболиты - Bio-Rad Sadtler
- <sup>13</sup>CNMR - Полимеры и мономеры - Bio-Rad Sadtler
- <sup>13</sup>CNMR - Wolfgang Robien
- <sup>13</sup>CNMR - Органические соединения - Wiley
- <sup>13</sup>CNMR - Вкусовые добавки и ароматизаторы - Wiley
- <sup>13</sup>CNMR - Натуральные продукты - Wiley
- <sup>13</sup>CNMR - AIST SDBS
- <sup>13</sup>CNMR - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) по опасным химическим соединениям

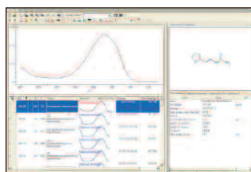
### XNMR

- <sup>11</sup>B NMR - Wolfgang Robien
- <sup>19</sup>F NMR - Wolfgang Robien
- <sup>15</sup>N NMR - Wolfgang Robien
- <sup>17</sup>O NMR - Wolfgang Robien
- <sup>31</sup>P NMR - Wolfgang Robien
- <sup>29</sup>Si NMR - Wolfgang Robien
- <sup>19</sup>F NMR - Wiley
- <sup>15</sup>N NMR - Wiley
- <sup>17</sup>O NMR - Wiley
- <sup>31</sup>P NMR - Wiley
- <sup>29</sup>Si NMR - Wiley

### HNMR

- <sup>1</sup>HNMR - Bio-Rad Sadtler
- <sup>1</sup>HNMR - Химические сдвиги - Bio-Rad Sadtler
- <sup>1</sup>HNMR - Метаболиты - Bio-Rad Sadtler
- <sup>1</sup>HNMR - Карманный справочник Национального института по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) по опасным химическим соединениям
- <sup>1</sup>HNMR - Органические соединения 1 - Wiley
- <sup>1</sup>HNMR - Органические соединения (универсальные) - Wiley
- <sup>1</sup>HNMR - AIST SDBS
- <sup>1</sup>HNMR - AIST SDBS (300 МГц)
- <sup>1</sup>HNMR - AIST SDBS (400 МГц)

## KnowItAll Спектральная база данных UV-Vis (годовая лицензия) Код продукта 876310 30 000 спектров



Данная справочная база данных является чрезвычайно полезной при попытках идентификации или классификации неизвестных спектров UV-Vis. Сферы применения включают фармацевтику, криминалистику, охрану окружающей среды, материаловедение, полимеры и многие другие. Поиск по спектрам, максимальным значениям, наименованию, структуре, подструктуре и свойствам, таких как формула, молекулярная масса, растворитель, концентрация и длина пути. Таблицы пиков содержат положение пика, высоту пика, коэффициент поглощения и затухания.

Помимо этого база данных включает поисковое ПО KnowItAll ID Expert™ без дополнительной платы.

- UV-Vis - Sadtler 200-350 нм - Bio-Rad Sadtler - 21 660 спектров
- UV-Vis - Sadtler 200-500 нм - Bio-Rad Sadtler - 7055 спектров
- UV-Vis - Sadtler 200-800 нм - Bio-Rad Sadtler - 2006 спектров

# Программное обеспечение KnowItAll

## KnowItAll Версия для колебательной спектроскопии

Код продукта 888300

Технологии: IR, NIR, Raman

Общепризнанная **информационная система Bio-Rad KnowItAll - Версия для колебательной спектроскопии** предлагает всеобъемлющие программные решения для инфракрасной, ближне-инфракрасной спектроскопии и спектроскопии Raman в едином встроенном интерфейсе.

**В программный пакет входят следующие инструменты:**

- спектральный поиск
- спектральная идентификация
- формулировка IR спектра
- анализ смесей
- анализ по функциональным группам - IR, Raman, IR полимерные добавки
- более 12000 ИК спектров
- управление спектральными данными (создание базы данных)
- обработка и субтракция
- анализ контроля качества
- добавление химической структуры - ChemWindow\*
- инструменты для работы с отчетами
- средства обучения
- патентованная технология построения тепловой карты плотности перекрытия для визуализации данных
- патентная заявка на технологию оптимизации поиска спектров



Система включает в себя передовые технологии, доступные только в Bio-Rad. Так как спектральная информация постоянно добавляется в ПО KnowItAll, тем самым помогая специалистам находить лучшие ответы и получать больше знаний из спектральных данных.

*Поддерживает форматы файлов всех основных производителей спектрометрического оборудования IR и Raman.*

## KnowItAll Аналитическая версия

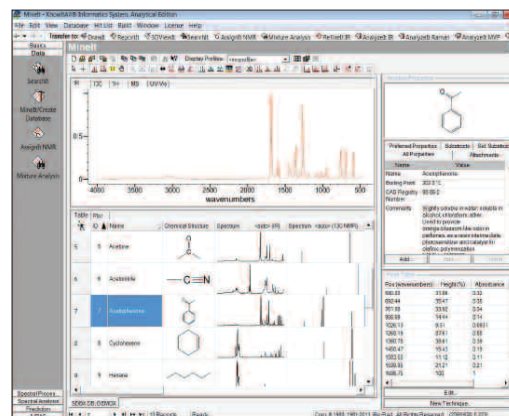
Код продукта 890200

Технологии: IR, Raman, NIR, NMR, MS, UV-Vis, хроматография

Общепризнанная **информационная система Bio-Rad KnowItAll - Аналитическая версия** предлагает всеобъемлющие программные решения для спектроскопии в едином встроенном интерфейсе.

**В программный пакет входят следующие инструменты:**

- спектральный поиск
- спектральная идентификация - IR, Raman
- формулировка IR спектра
- анализ смесей
- анализ по функциональным группам - IR, Raman, IR полимерные добавки
- управление спектральными данными (создание базы данных)
- обработка и субтракция
- NMR прогнозирование
- NMR ввод пиковых сдвигов
- анализ контроля качества
- добавление химической структуры - ChemWindow\*
- инструменты для работы с отчетами
- средства обучения
- патентованная технология построения тепловой карты плотности перекрытия для визуализации данных
- патентная заявка на технологию оптимизации поиска спектров



Система включает в себя передовые технологии, доступные только в Bio-Rad. Так как спектральная информация постоянно добавляется в ПО KnowItAll, тем самым помогая специалистам находить лучшие ответы и получать больше знаний из спектральных данных.

*Поддерживает форматы файлов производителей многосоставных приборов и технологии (IR, Raman, NIR, NMR, MS, UV-Vis, хроматография).*



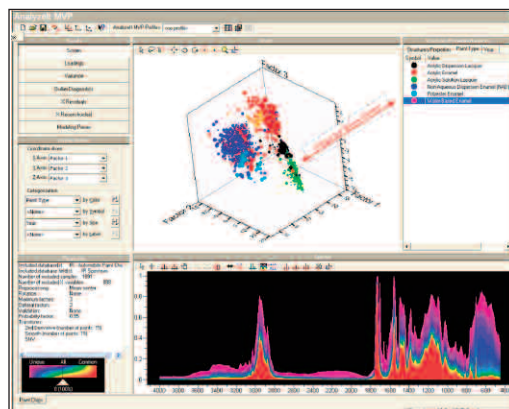
# Программное обеспечение KnowItAll

## KnowItAll Analyzelt™ MVP - Опция хемометрики для KnowItAll

Код продукта 850800

Analyzelt MVP, включающая в себя технологию хемометрии Infometrix для анализа главных компонент (взятую из известного ПО Pirouette™), представляет собой мощный инструмент для экспертов и новых пользователей для выполнения многофакторного анализа спектроскопических, хроматографических или числовых данных.

- разобраны со сложными моделями/отношениями в данных
- анализировать сопоставления для получения ответов на исследовательские, эксплуатационные или производственные вопросы
- сохранять результаты для последующих обращений, отчетов или исследований



## KnowItAll ID Expert™ Edition ★ Включается со всеми базами данных без доп. платы ★

Программа KnowItAll ID Expert является полностью новой технологией, объединяющей данные, накопленные компанией "Bio-Rad" в течение многих лет. При этом программа отличается исключительной вычислительной мощностью, что позволяет ученым, занимающимся определением характеристик неизвестных спектров инфракрасного, находить быстрые и точные ответы на стоящие перед ними вопросы.

Пользователь просто открывает любой неизвестный спектр, и программа KnowItAll ID Expert автоматически выполняет одновременно поиск отдельных компонентов, поиск смесей и анализ функциональных групп; результаты поиска и анализа отображаются на одном экране, показывая все возможные комбинации. При возникновении каких-либо проблем, связанных с неизвестным спектром программа ID Expert предлагает средства для работы со спектром, позволяющие выявить, как проблемы возникли, и предложить способы устранения данных проблем.



Встроенные средства для работы со спектрами программы KnowItAll ID Expert в сочетании со спектральными базами данных Bio-Rad KnowItAll предоставляют исключительные возможности для работы ученым любого уровня, от начинающих и до имеющих обширный опыт работы.

## KnowItAll QC Expert™ Edition

Код продукта 887000

Программа Bio-Rad KnowItAll QC Expert выполняет быструю проверку качества образца спектра IR или Raman согласно "золотому стандарту" пользовательского спектра, чтобы убедиться, что материалы соответствуют контрольным характеристикам.

- выполнять сопоставление КК выборочного спектра в сравнении с выбранным эталонным спектром
- подтверждать результаты путем сравнения образца с эталонной базой данных, чтобы убедиться, что образец не только соответствует выбранному эталонному спектру, но и не совпадает ни с чем другим в базе данных
- задавать привилегии пользователя, эталонные данные и другие настройки, чтобы обеспечить выполнение протоколов техническими специалистами и сконцентрироваться на результатах
- определять проблемы с выборочным спектром - встроенные спектральные средства эксперта КК определяют проблемы и пути их решения
- генерировать отчеты с цифровой подписью и защитой от несанкционированного вскрытия
- соответствие положениям свода федеральных законов США 21 CFR, часть 11



## Общеуниверситетский доступ к более чем 2 миллионам спектров

KnowItAll<sup>U</sup> предоставляет всем преподавателям и студентам—с любого компьютера—неограниченный доступ более чем к 2 млн. спектрам (с соответствующими свойствами и структурами), в том числе:

### Спектры Bio-Rad Sadtler

- 217 000 IR
- 69 000 <sup>1</sup>H NMR
- 53 000 <sup>13</sup>C NMR
- 15 400 Raman
- 2 750 MS
- 30 700 UV-Vis

### Спектры John Wiley & Sons

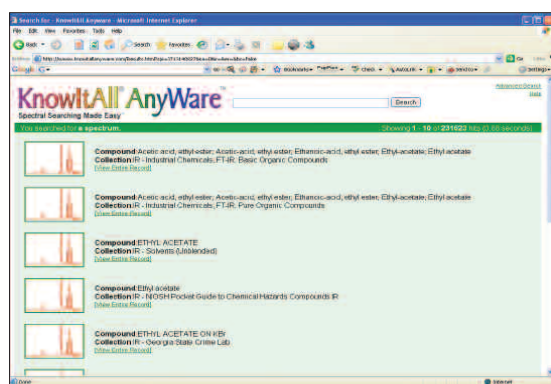
- 36 000 IR
- 162 000 <sup>1</sup>H NMR
- 203 000 <sup>13</sup>C NMR
- 42 000 XNMR
- 826 500 MS

### Спектры проф-ра Вольфганга Робина (Университет Вены)

- 304 586 <sup>13</sup>CNMR
- 59 989 XNMR

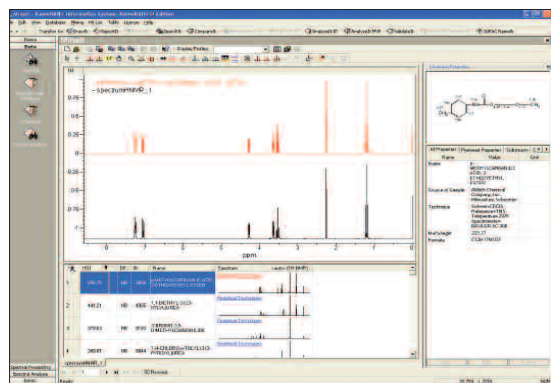
**Неограниченного количества одновременных пользователей** может выполнять поиск в спектральной базе данных полных спектров, пиков, структур, оснований, свойств (имя, молекулярный вес, регистрационный номер CAS, точка кипения и т.д.) или любых комбинаций.

## Поиск с помощью KnowItAll AnyWare™ - Простой интерфейс Web-браузера



- Доступ ко всей коллекции базы данных KnowItAll U
- Простой, интуитивный интерфейс для пользователей на любом уровне
- Использование на всех ОС: Windows, Macintosh или Linux

## Поиск с помощью индивидуального ПО KnowItAll для сложного анализа



Кроме того, KnowItAll U может содержать неограниченного числа загрузок ПО KnowItAll, в зависимости от выбранного пакета программ. Дополнительно к инструментам спектрального поиска данное ПО предоставляет много ресурсов для химии и смежных дисциплин—, и все это в едином встроенном интерфейсе.

- спектральный поиск
- спектральная идентификация
- формулировка IR спектра
- анализ смесей
- анализ по функциональным группам - IR, Raman, IR полимерные добавки
- управление спектральными данными (создание базы данных)
- обработка и субтракция
- NMR ввод пиковых сдвигов
- NMR прогнозирование
- анализ контроля качества
- добавление химической структуры - ChemWindow<sup>®</sup>
- инструменты для работы с отчетами
- хемометрия
- материалы для обучения
- патентованная технология построения тепловой карты плотности перекрытия для сбора данных
- патентная заявка на технологию оптимизации поиска спектров
- поиск по коллекции данных KnowItAll U
- анализ и обработка данных
- спектральная идентификация
- прогнозирование спектров NMR
- создание и управление базами данных
- выполнение хемометрических анализов
- вычерчивание химической структуры
- создание имен и структур IUPAC
- создание отчетов

KnowItAll U предоставляется как корпоративная лицензия на основе годовой подписки и доступна для факультетов, сотрудников и студентов колледжей и университетов.

# KnowItAll для крупных предприятий

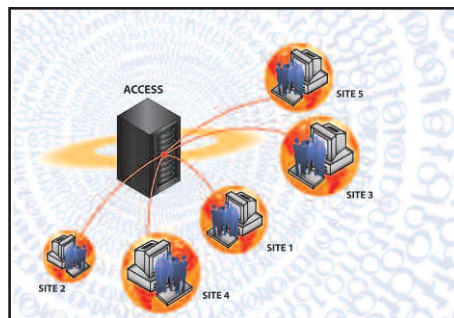
## Централизованный доступ ко всем спектрам и хроматограммам

Так как наша основная задача это создание спектральных баз данных, мы разработали собственную ПО KnowItAll для корпоративных клиентов на основе большого опыта в построении баз данных. С помощью KnowItAll можно создать личную базу данных, используя эти же технологии. Пользователи могут получать доступ к этим данным через безопасный веб-браузер, защищенный Вашим корпоративным межсетевым экраном, и в конечном итоге, получать больше информации из этих коллективно используемых ресурсов.

### Сервер

#### Хранение данных на корпоративном сервере KnowItAll

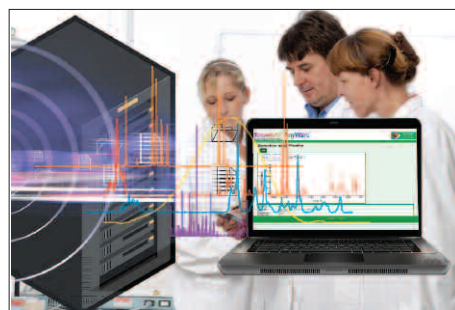
Корпоративный сервер KnowItAll – это технологическая платформа, специально предназначенная для создания корпоративного хранилища спектральных данных. Система является быстрой, надежной, безопасной и расширяемой, требует минимальной поддержки и обслуживания и обеспечивает централизованный доступ ко всем спектрам, хроматограммам и структурам организации посредством единой, объединенной платформы.



### Веб-клиент

#### Поиск данных с помощью KnowItAll AnyWare™

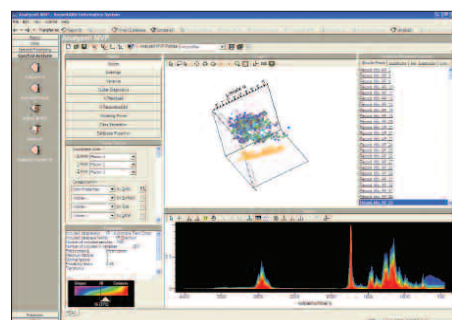
Определенные пользователи могут получать доступ к данным, хранящимся на корпоративном сервере KnowItAll, с помощью KnowItAll AnyWare—мощного веб-интерфейса на основе браузера, предназначенного для поиска спектров, структур и соответствующих химических свойств под защитой Вашего корпоративного межсетевого экрана. Система не требует установки никакого ПО. Также система платформенно-независима и может использоваться с любым веб-браузером, включая Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Safari или Chrome.



### Рабочая станция Windows

#### Анализ данных с помощью информационной системы KnowItAll

Отмеченная наградами информационная система KnowItAll компании Bio-Rad для Microsoft Windows позволяет пользователям выполнять поиск данных, хранящихся на корпоративном сервере KnowItAll, и предлагает передовые инструментальные средства для проведения анализов и составления отчетов, поэтому пользователи могут доставлять данные из Вашего хранилища на следующий уровень:—знания.



[www.knowitall.com](http://www.knowitall.com)



**Bio-Rad**  
**Laboratories, Inc.**