

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ AGILENT TECHNOLOGIES

The Measure of Confidence

agilentRU@agilent.com



Компания **Agilent Technologies** совместно с **Аналитическим центром Химического факультета Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова и ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова** организуют курсы по обучению теоретическим основам и практическому применению современных методов химического анализа на базе приборов компании Agilent Technologies. Образовательные программы включают в себя обучение современным хроматографическим, спектроскопическим, масс-спектрометрическим и элементным методам анализа. Данные курсы предназначены для специалистов, желающих повысить свою квалификацию в области химического анализа и овладеть современными инструментальными методами, которые наиболее широко используются в современной аналитической практике. Каждая программа состоит из лекционной части, посвященной теории и практическим приложениям основных вариантов аналитических методов, и практических занятий по этим методам. Такая структура курсов позволит освоить технику работы на различных современных приборах и познакомиться с их практическими приложениями.

В рамках программ дополнительного образования **«Экспертиза контроля качества химико-фармацевтических препаратов»** разработаны следующие учебные программы:

- Экспертиза лекарственных средств физико-химическими методами анализа
- Школа по тесту «Растворение»

Экспертиза лекарственных средств физико-химическими методами анализа	31 марта - 01 апреля 2014 г. 01 – 03 октября 2014 г.
Школа по тесту «Растворение»	02 – 04 апреля 2014г.

Образовательные программы включают в себя обучение хроматографическим и спектроскопическим методам анализа, проведения теста «Растворение», валидации аналитического оборудования и методик, системе менеджмента качества, организация технического обслуживания в соответствии с европейскими нормами GMP.

Стоимость курса (включая НДС) – 40 000 руб.

**Место проведения -
Москва, ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова,
НИИ Фармации**

**Дополнительную
информацию можно
получить по телефону:
8 800 500 92 27, 664 87 19**

**Заявки для участия просьба
высылать на электронную
почту agilentRU@agilent.com**



Agilent Technologies

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КОМПАНИИ AGILENT TECHNOLOGIES

The Measure of Confidence

agilentRU@agilent.com



В рамках программ дополнительного образования **«Современные методы химического анализа»** разработаны следующие учебные программы:

Школа по жидкостной хроматографии	10 – 14 февраля 2014 г. 22 – 26 сентября 2014 г.
Школа по жидкостной хроматографии. Углубленный курс	16 – 20 июня 2014 г.
Школа по газовой хроматографии	17 – 21 марта 2014 г. 06 – 10 октября 2014 г.
Школа по атомной спектроскопии	17 -21 февраля 2014 г. 13 17 октября 2014г.
Школа по молекулярной спектроскопии	24 – 28 марта 2014 г. 10 – 14 ноября 2014 г.
Пробоподготовка. Основные подходы	21 - 25 апреля 2014 г.
Школа по масс-спектрометрии	3 – 7 марта 2014 г. 8 – 12 сентября 2014 г.
Капиллярный электрофорез и родственные методы	07 – 11 апреля 2014 г.

Стоимость курса (включая НДС) – 40 000 руб.

**Место проведения -
Москва, МГУ имени М.В.
Ломоносова, Химический
факультет**

**Дополнительную
информацию можно
получить по телефону:
8 800 500 92 27, 664 87 19**

**Заявки для участия просьба
высылать на электронную
почту agilentRU@agilent.com**



© Agilent Technologies, Inc. 2013
November 25, 2013
5991-3683RURU



Agilent Technologies