



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ «О ТРЕБОВАНИЯХ К АВТОМОБИЛЬНОМУ БЕНЗИНУ И ДИЗЕЛЬНОМУ ТОПЛИВУ»

The Measure of Confidence

Газовая хроматография | Жидкостная хроматография | Атомная абсорбция

- Объемная доля бензола
- Объемная доля оксигенатов
- Объемная доля углеводородов
- Объемная доля монометиланилина
- Массовая доля полициклических ароматических углеводородов
- Концентрация марганца, свинца и железа



Agilent Technologies

Компания Agilent Technologies предлагает широкий ассортимент аналитического оборудования для нефтехимической и энергетической отраслей промышленности. Эти инструменты легко адаптируются для конкретных целей и делают возможным выполнение и соблюдение самых высоких стандартов.

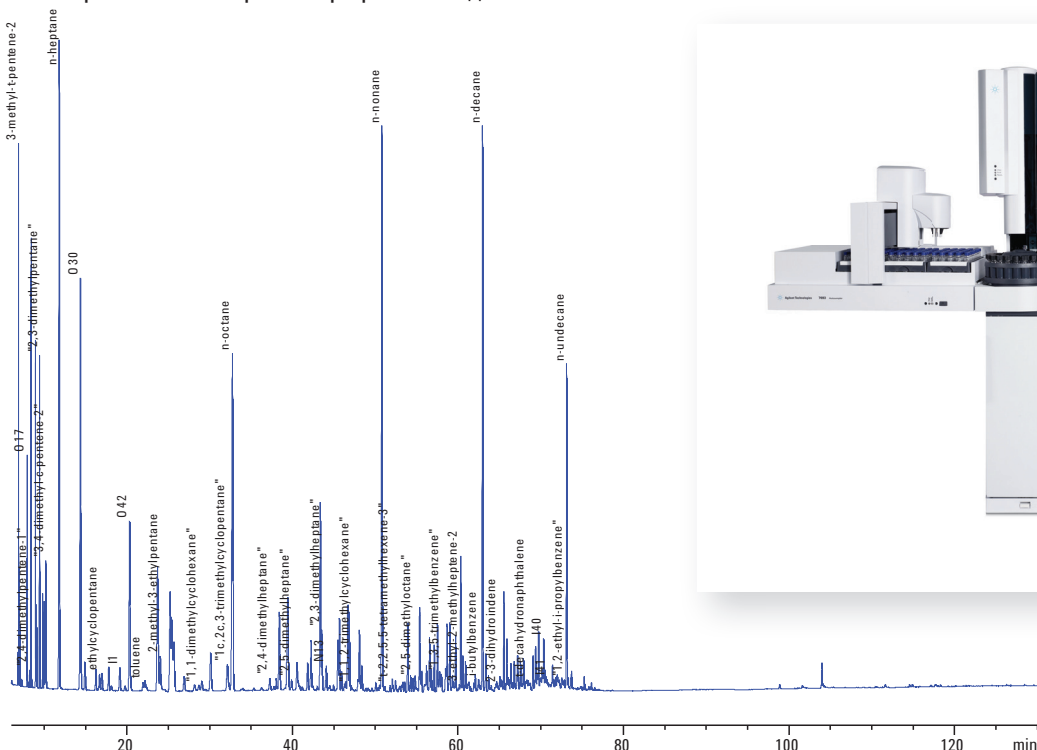
Определение объемной доли оксигенатов, бензола, углеводородов, полициклических ароматических углеводородов, концентраций металлов — компания Agilent предлагает готовые к эксплуатации тщательно проработанные аналитические комплексы, включающие в себя приборы, методы и расходные материалы, а также ввод в эксплуатацию, обучение и техническую поддержку.

Вы можете с уверенностью планировать работу лаборатории, зная, что компания Agilent и ее партнеры своевременно предоставят надежные, проверенные решения.

Требования к характеристикам автомобильного бензина

ГОСТ Р 52714-2007 Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии. Метод А.

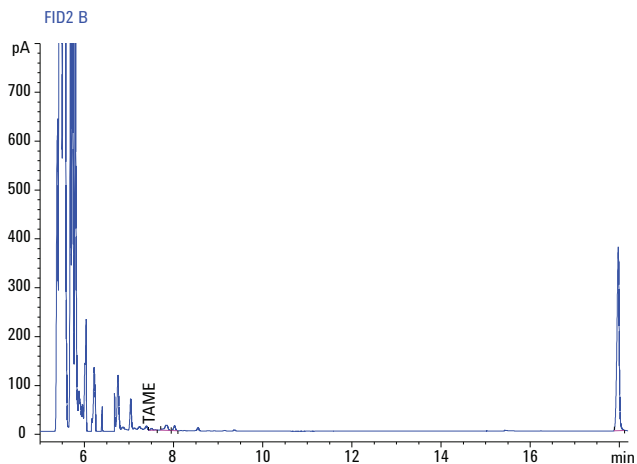
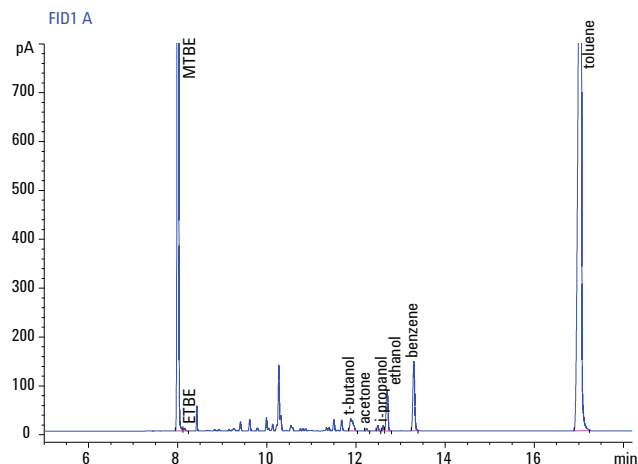
(Реализация метода Б предоставляется коммерческими партнерами компании Agilent Technologies).



Объединение двух методов на одном приборе

ГОСТ Р ЕН 13132-2008 Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок.

ГОСТ Р ЕН 12177-2008 Определение содержания бензола газохроматографическим методом.



ГОСТ Р 54323-2011 Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии. (Опционально возможно объединение данного метода на одном газовом хроматографе Agilent 7890B с ГОСТ Р 52714-2007).



ГОСТ Р 51925-2002 Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии.

ГОСТ Р 51942-2002 Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

ГОСТ Р ЕН 237-2008 Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии.

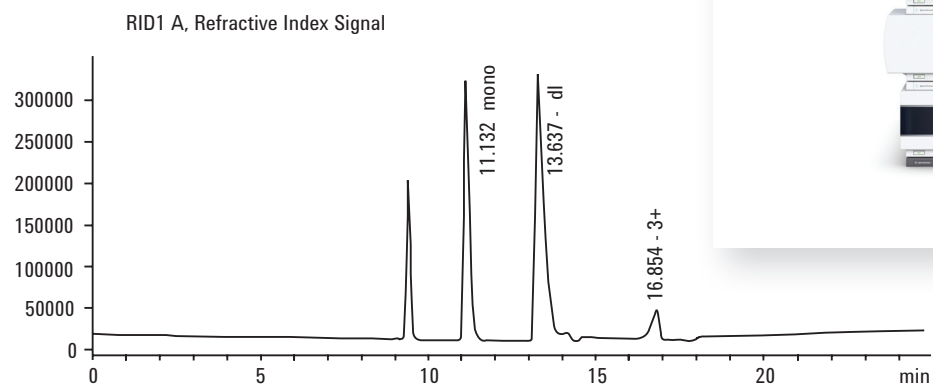


ГОСТ Р 52530-2006 Фотоколориметрический метод определения железа.



Требования к характеристикам дизельного топлива

ГОСТ Р ЕН 12916-2008 Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции.



Колонки для жидкостной хроматографии

Колонки **ZORBAX Eclipse Plus** для ВЭЖХ высокого и сверхвысокого давления — новые технологии RRHD и RRHT:

- высокая эффективность за счёт уменьшения размеров частиц сорбента до 1,8 мкм
- доступные форматы - 3,5 и 5 мкм
- стабильность в диапазоне pH 2-9
- отличная воспроизводимость в течение всего периода работы



Колонки для газовой хроматографии

Agilent J&W — высокоэффективные колонки для газовой хроматографии

- анализ проб в добывающей и химической промышленности, при экологическом контроле и других областях
- высокая воспроизводимость и точность
- получение чётких пиков на хроматограмме и их отличное разделение
- капиллярные, микронасадочные, молекулярные сита и специальные колонки под заказ



Расходные материалы для хроматографии и масс-спектрометрии

Расходные материалы для ГХ, ВЭЖХ, ГХ/МС и ВЭЖХ/МС — широкий выбор вспомогательных средств, расходных материалов и запасных частей, разработанных для повышения эффективности и производительности работы аналитического оборудования: флаконы и крышки, вставки испарителя, септы, прокладки, шприцы для ручного ввода и автосамплеров уплотнительные конусы (феррулы), гайки и многое другое.

Agilent CrossLab ГХ, ВЭЖХ — широкий выбор расходных материалов и запасных частей для газовой и жидкостной хроматографии, разработанных для надёжной работы и совместимых с оборудованием Bruker, Waters, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific и др.



СЕРВИС ОТ AGILENT: что это значит для Вас?



Склад запчастей для ремонта в Москве

Сервис от поставщика №1
в области соответствия нормативам



Приоритетное время реакции

Гарантия на обслуживание Agilent



Для получения дополнительной информации о решениях Agilent Technologies для химического анализа обратитесь в представительство Agilent Technologies в России или к авторизованному дистрибьютору (<http://www.chem.agilent.com/en-US/Contact-Us/Pages/Russian-Federation.aspx>).

RU_1402_TECHREG

Agilent Technologies в России:

115054, Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 3 Тел. 8 800 500 92 27

This information is subject to change without notice.

© Agilent Technologies, Inc. 2014
Published in USA, March 10, 2014
5991-4101RURU

The Measure of Confidence



Agilent Technologies