

Agilent 8890 GC 시스템을 이용하여 ASTM D7504를 따르는 단환 방향족 탄화수소 순도 분석의 생산성 및 신뢰성 최적화

저자

Jie Pan, Lukas Wieder 및
James McCurry
Agilent Technologies, Inc.
Wilmington, DE

개요

본 응용 자료는 ASTM 분석법 D7504¹에 따른 단환 방향족 탄화수소 분석을 위한 두 종류의 Agilent J&W DB-HeavyWAX 컬럼으로 구성된 이중(dual) 채널 Agilent 8890 GC의 사용을 중점으로 다룹니다. 각 GC 채널에서 서로 다른 시료를 이중으로 동시 주입하여 시료 처리량이 100% 증가하였습니다. 머무름 시간 고정(RTL)으로 각 채널은 머무름 시간의 정확한 일치율을 보이며, 피크 식별 및 검량은 보다 쉽고 신뢰할 수 있게 되었습니다. 이 시스템으로 관심 화합물의 우수한 분리를 입증했으며, 0.0004~99.9787 %중량 범위의 정량을 가능하게 합니다. 여러 종류의 서로 다른 방향족 용매의 반복 분석으로 확인한 정밀도는 ASTM 반복성 요건을 초과하였습니다.

서론

단환 방향족 탄화수소는 고분자, 첨가물 및 특수 화학물질 제조에 사용되는 중요한 범용 화학물질입니다. ASTM 위원회 D16은 이러한 많은 화학물질에 대한 순도 규격을 규정하고 있습니다. ASTM D7405 분석법은 전반적인 화학물질의 순도 및 주요 불순물 농도 측정을 위해 가스 크로마토그래피(GC)를 사용하여 이 규격을 지원합니다. D7504 분석법은 정밀도를 유지하면서 기법을 단순화하기 위해 유효 탄소 계수(ECN) 감응을 이용하여 시료 전처리 및 기기 검량을 제거합니다. 이 기법이 효과적이라면, 0.0001~99.9% 중량 이상의 시료 성분을 단일 분석으로 검출하여야 합니다.

이러한 분석은 보통 분석 정밀도만큼 시료 처리량이 중요한 제조 품질 관리 실험실에서 수행합니다. 8890 가스 크로마토그래프의 이중 동시 주입과 RTL의 사용으로 두 가지 문제를 해결할 수 있습니다. 두 개의 동일 채널로 구성된 단일 GC에서 두 개의 시료를 동시 실행함으로써 시료 처리량이 100% 증가하였습니다. 분석법에 RTL을 적용하여 정밀도를 향상하고, GC는 각 채널 간에 거의 동일한 머무름 시간을 생성할 수 있습니다. 이로써, 주요 불순물에 대한 잘못된 식별 오류를 제거하고 보다 쉬운 결과 비교가 가능합니다. 또한, 이 분석법을 실행하는 모든 기기는 머무름 시간을 고정할 수 있으므로 실험실 간의 결과를 직접 비교할 수 있습니다.

장비

8890 GC는 이중 분할/비분할 주입구 및 이중 불꽃 이온화 검출기(FID)로 구성되며, J&W DB-HeavyWAX 컬럼으로 두 개의 동일한 유동 경로를 생성합니다. 이중 Agilent 7693A 자동 시료 주입기(ALS)로 시료를 주입하였습니다. 표 1은 소모품을 포함한 구성의 상세입니다. Agilent OpenLab ChemStation을 모든 기기 제어, 데이터 수집 및 데이터 분석에 사용하였습니다.

화학물질 및 시약

다음의 화학 물질은 Sigma-Aldrich(St. Louis, MO, USA)에서 구입하였습니다: Carbon disulfide(ACS 시약 ≥99.9%), *n*-nonane(무수 ≥99%), toluene, 1,4-dioxane(무수 99.8%), ethylbenzene(무수 99.8%), *p*-xylene(HPLC 등급 99+%), *o*-xylene(HPLC 등급 98%), styrene(분석 표준 물질), *m*-xylene(무수 99+%), cumene(99%), 2-ethyltoluene(99%), 3-ethyltoluene(99%), 1,4-diethylbenzene(96%), butylbenzene(99+%) 및 4-ethyltoluene(purum ≥95.0% GC).

표 1. ASTM D7504를 사용한 이중 동시 분석을 위한 8890 GC 구성

전면 채널	
시료 주입기	7693A 자동 시료 주입기(ALS)
주입구	분할/비분할
컬럼	J&W DB-HeavyWAX, 60m×0.320mm, 0.25µm(p/n 123-7162)
검출기	FID
후면 채널	
시료 주입기	7693A 자동 시료 주입기(ALS)
주입구	분할/비분할
컬럼	J&W DB-HeavyWAX, 60m×0.320mm, 0.25µm(p/n 123-7162)
검출기	FID
소모품	
주입구 셉타	Nonstick Advanced Green(p/n 5183-4759)
주입구 라이너	Ultra-Inert, low pressure drop split liner w/ glass wool(p/n 5190-2295)
ALS 시린지	10µL ALS 시린지, 23s/42/cone(p/n G4513-80230)
컬럼 페룰	Short graphite for 0.32 mm columns, 10/pk(p/n 5080-8853)

GC 운용 조건

표 2는 본 측정의 운용 조건입니다. 본 설정값은 ASTM D7504 분석법의 값과 동일합니다.

표 2. ASTM D7504 운용 조건

ALS 및 주입구	
시료 크기	0.6μL
운반 가스	헬륨, 1.2mL/분 일정 유속
모드	분할, 분할비 100:1
온도	270°C
오븐 온도	
최초 온도	60°C
최초 유지 시간	10분
승온 속도	5°C/분
최종 온도	150°C
최종 머무름 시간	2분
검출기	
온도	300°C
공기 유속	400mL/분
수소 유속	30mL/분
보충 가스(N ₂) 유속	25mL/분

RTL 검량

RTL 검량 용액은 carbon disulfide 2mL에 15종류의 용매를 한 방울씩 첨가하여 준비했습니다: *n*-nonane, benzene, toluene, 1,4-dioxane, ethylbenzene, *p*-xylene, *m*-xylene, cumene, *o*-xylene, 4-ethyltoluene, 3-ethyltoluene, styrene, 2-ethyltoluene, *p*-diethylbenzene(PDEB) 및 butylbenzene. 이 표준 물질은 RTL 검량 개발과 각 화합물의 분리 평가에 사용하였습니다.

결과 및 토의

그림 1은 방향족 용매 및 불순물 응집체를 포함한 carbon disulfide 용액의 크로마토그램입니다. 대부분의 화합물은 베이스라인 분리를 달성하였습니다. 두 쌍은 부분적으로만 분리되었습니다. 첫 번째 쌍, 4-ethyltoluene과 3-ethyltoluene은 ASTM 분석법(D7504, ethyltoluene의 불순물)에서도 분리되지 않았으며, 2-ethyltoluene을 포함한 총 ethyltoluene으로 보고하였습니다. 두 번째 쌍, PDEB와 2-butylbenzene도 부분적으로만 분리되었습니다. 일반적으로 이 두 성분은 동일한 물질에 함께 존재하지 않으므로 문제가 되지 않습니다.

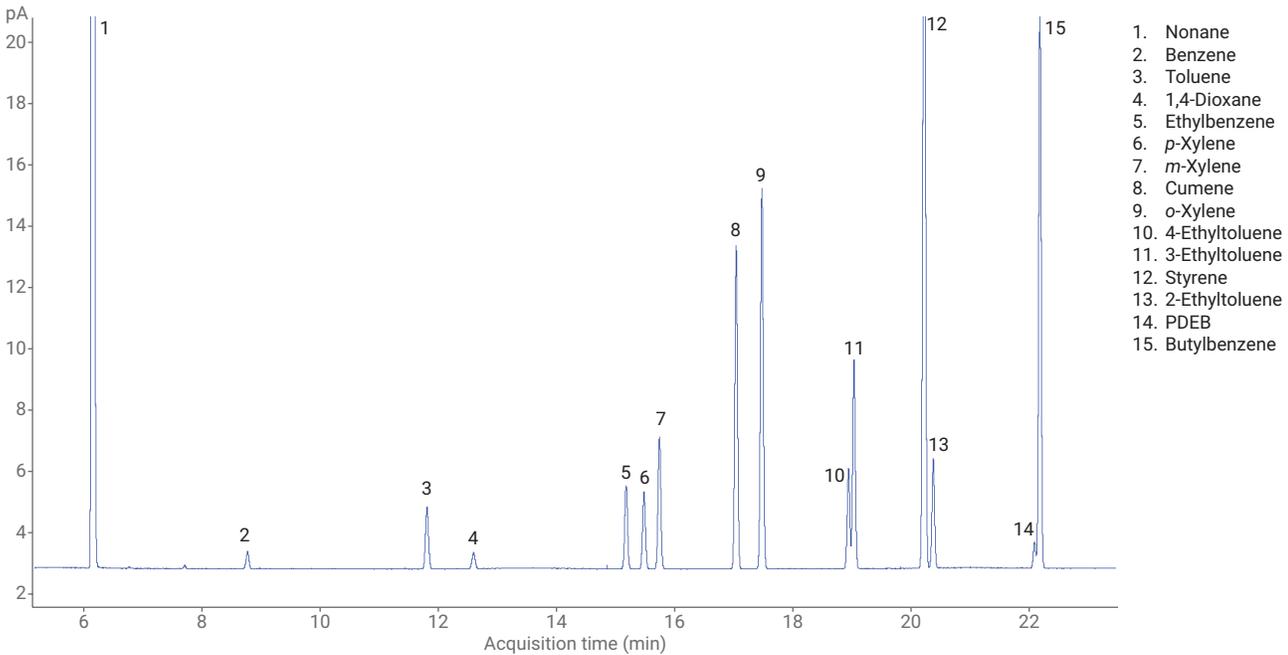


그림 1. ASTM D7504 분석법으로 분석한 15종 화합물의 크로마토그램

RTL

RTL 검량은 표적 피크로 *o*-xylene을 사용하여 수행하였습니다. 그림 2는 *o*-xylene의 머무름 시간을 표시한 5회, RTL 검량 실행이며 그림 3은 RTL 검량 테이블입니다. 8890 시스템은 분석법 고정을 위해 검량 실행을 반드시 반복할 필요는 없습니다. RTL 검량을 사용하려면:

- 표 1의 조건으로 새로운 분석법을 생성합니다.
- ChemStation RTL 소프트웨어로 새로운 RTL 검량을 생성합니다.
- 그림 3의 데이터를 입력합니다.

그런 다음, *o*-xylene을 포함한 시료를 실행하고 RTL 소프트웨어로 분석법을 재고정하여 GC를 고정할 수 있습니다. RTL의 일반 이론과 사용은 이전 발행물에서 자세히 설명하고 있습니다^{2,3}.

Retention Time Locking Calibration

	Pressure	Ret Time
Run 1	9.44	19.619
Run 2	10.62	18.512
Run 3	11.8	17.585
Run 4	12.98	16.721
Run 5	14.16	15.973

Pressure Units: psi

Desired Ret Time: 17.585

Min relock pressure: 7

Max relock pressure: 16

Column: 2

Compound Name: o-xylene

OK
Cancel
Print
Help

그림 3. RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용한 RTL 검량

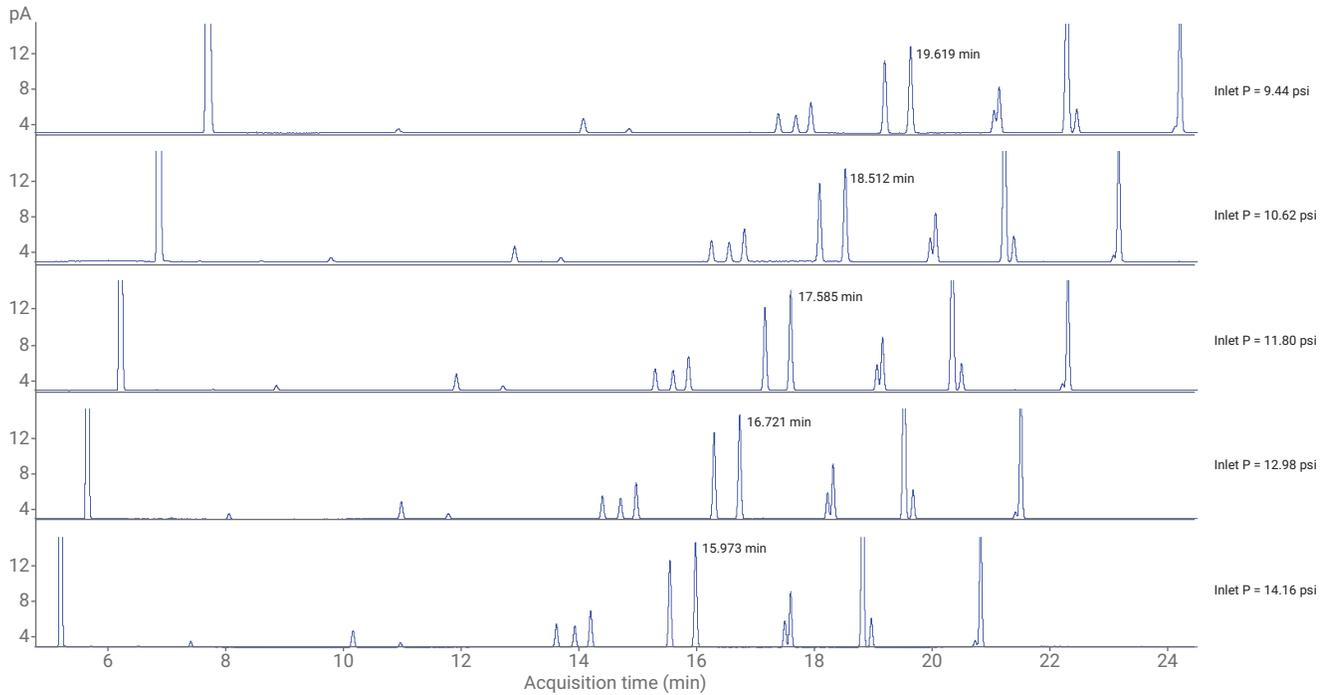


그림 2. RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용한 RTL 검량 분석

GC는 *o*-xylene의 표적 머무름 시간인 17.585분으로 머무름 시간을 고정하였습니다.

그림 4는 고정 이전, 전/후면 컬럼의 크로마토그램입니다. 대부분 화합물의 머무름 시간 차이는 각 컬럼에서 0.1분을 초과했습니다. 그림 5는 컬럼 고정 후, 크로마토그램 오버레이입니다. 일반적으로 0.01분 미만의 차이를 갖는, 각 채널에 대한 우수한 머무름 시간 일치를 확인했습니다.

RTL 수행에 항상 *o*-xylene을 사용할 필요는 없습니다. *o*-xylene을 포함하지 않는 시료에 이 분석법을 사용하기 위해, 다른 화합물을 RTL 표적 피크로 선택할 수 있습니다. 온도 프로그램 이행 즈음에서, 용리하지 않은 화합물을 RTL 표적 피크로 사용할 수 있습니다.

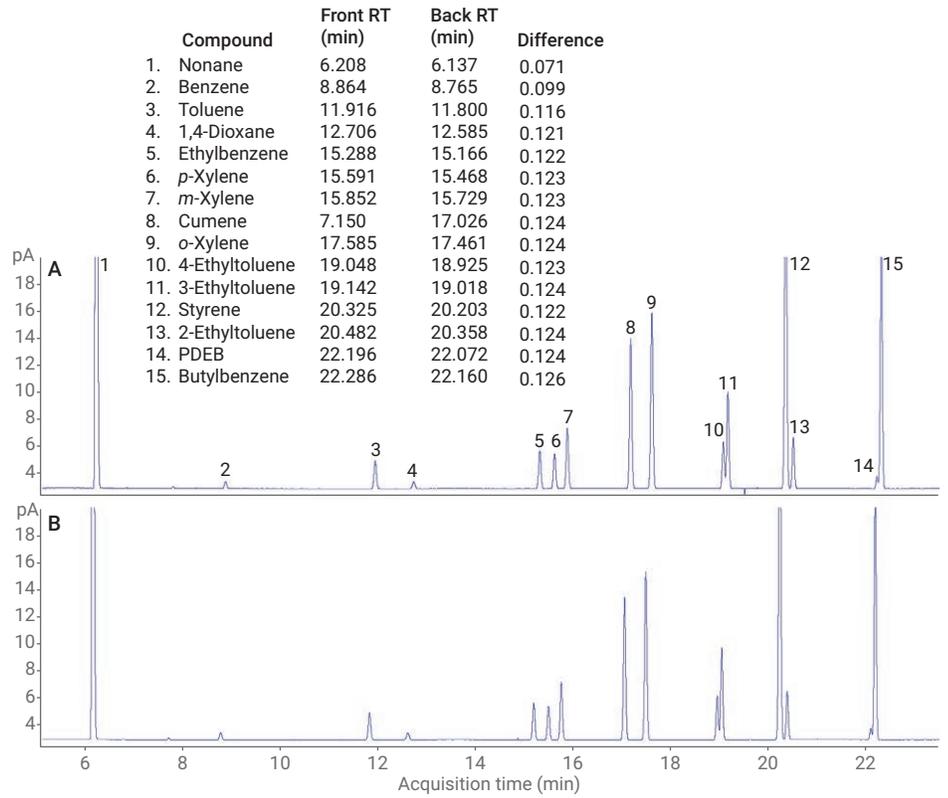


그림 4. RTL을 사용하지 않고, ASTM D7504 분석법으로 분석한 15종 화합물의 전/후면 크로마토그램

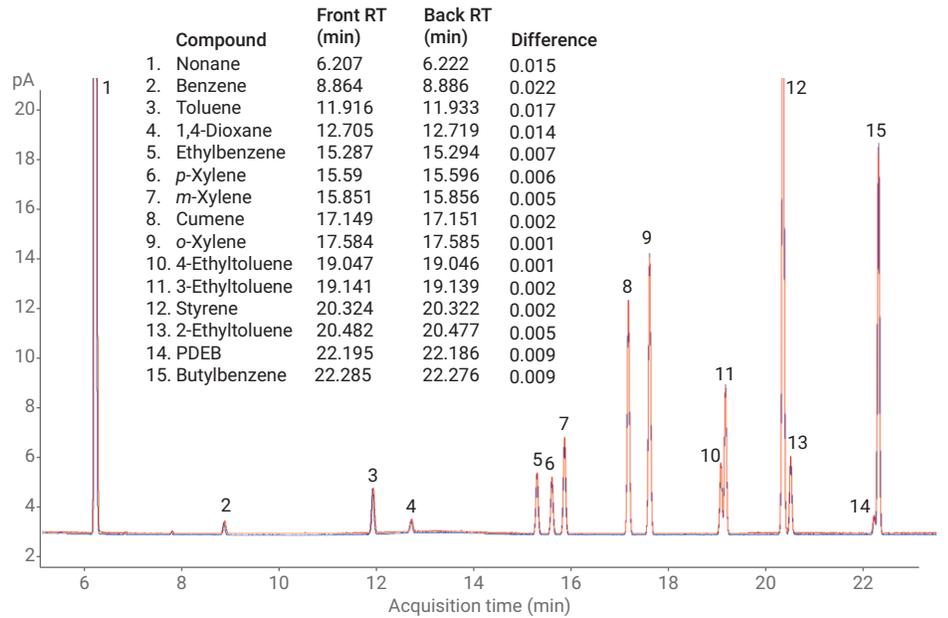


그림 5. RTL을 사용하여, ASTM D7504 분석법으로 분석한 15종 화합물의 전/후면 크로마토그램

Benzene 순도 분석

그림 6은 RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용하는 ASTM D7504 분석법으로 분석한 benzene의 크로마토그램입니다. 표 3의 결과는 benzene 및 불순물의 %중량입니다. 비방향족 성분 함량은 0~8분까지의 모든 피크를 합산하여 계산하였습니다. 분석법은 머무름 시간을 고정했으므로, toluene, ethylbenzene, *p*-xylene 및 styrene 분석에도 동일한 비방향족성 피크의 합계 범위를 사용하였습니다. 가장 눈에 띄는 화합물의 반복성(*r*)은 ASTM 반복성 기준을 통과했습니다.

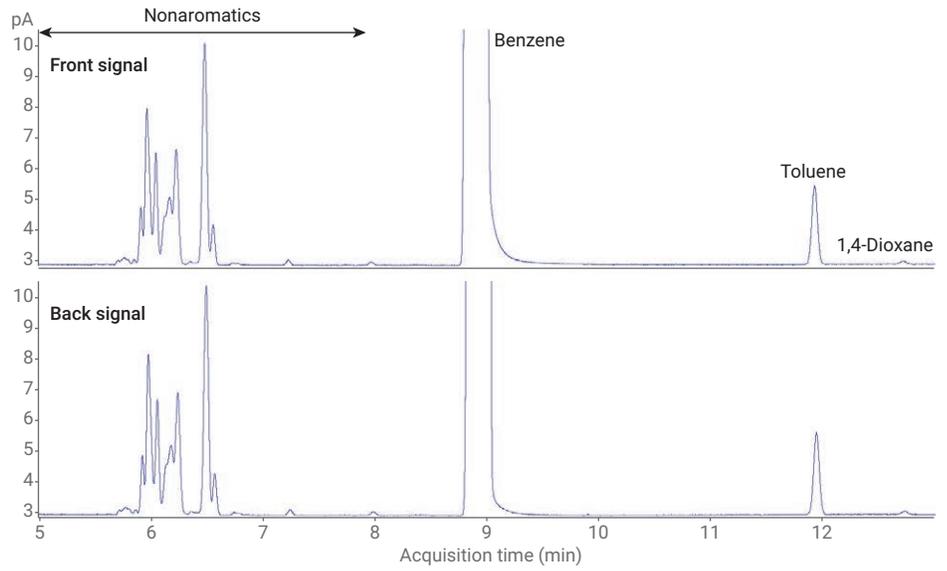


그림 6. RTL을 사용한 benzene 용매

표 3. Benzene 순도 및 불순물

화합물	결과(%중량)		재현성(<i>r</i>)		통과
	전면 채널	후면 채널	시험 값	ASTM 규격	
비방향족	0.0714	0.0717	0.0003	0.0026	예
Benzene	99.9193	99.9189	0.0004	0.0085	예
Toluene	0.0008	0.0008	0.0000	0.0036	예
1,4-Dioxane	0.0012	0.0012	0.0000	ASTM 규격 없음	

Toluene 순도 분석

그림 7은 RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용하는 ASTM D7504 분석법으로 분석한 toluene의 크로마토그램입니다. 표 4의 결과는 %중량으로 계산한 toluene 및 표적 불순물의 순도입니다.

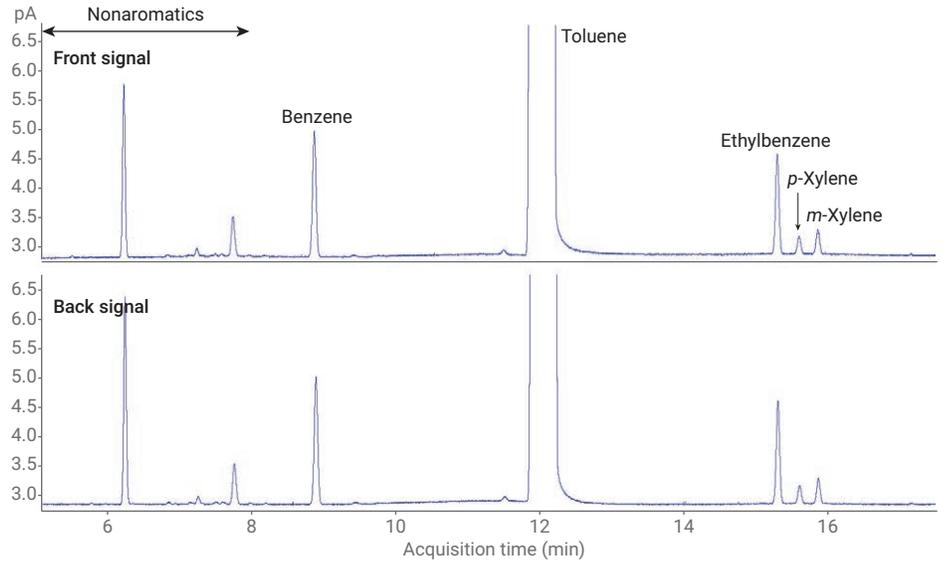


그림 7. RTL을 사용한 toluene 용매

표 4. Toluene 순도 및 불순물

화합물	결과(%중량)		재현성(r)		통과
	전면 채널	후면 채널	시험 값	ASTM 규격	
비방향족	0.0099	0.0111	0.0013	0.0032	예
Benzene	0.0065	0.0064	0.0001	0.0008	예
Toluene	99.9760	99.9748	0.0012	0.0068	예
Ethylbenzene	0.0053	0.0053	0.0000	0.0014	예
<i>p</i> -Xylene	0.0010	0.0010	0.0000	0.0018	예
<i>m</i> -Xylene	0.0014	0.0014	0.0000	0.0020	예

Ethylbenzene 순도 분석

그림 8은 RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용하는 ASTM D7504 분석법으로 분석한 ethylbenzene의 크로마토그램입니다. 표 5의 결과는 ethylbenzene 순도 및 불순물의 %중량입니다.

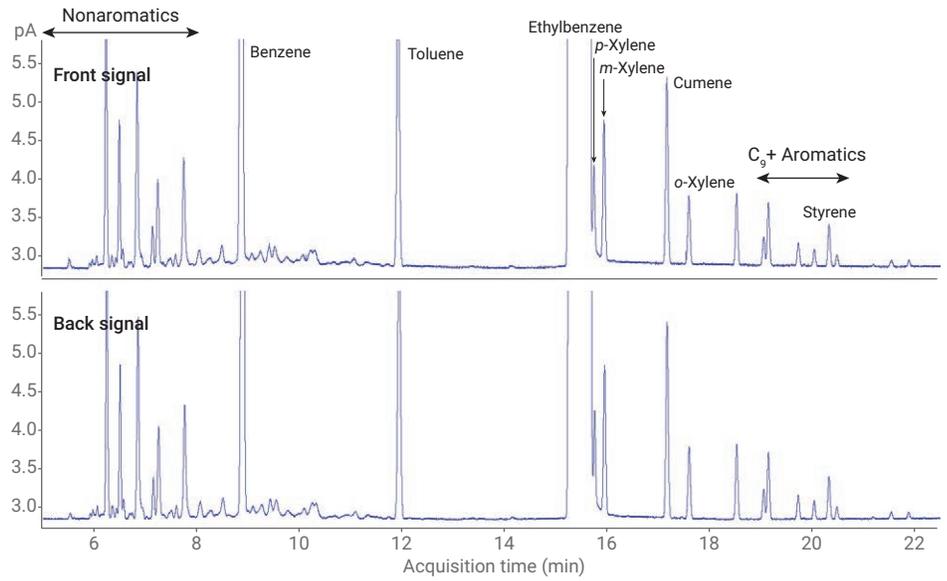


그림 8. RTL을 사용한 ethylbenzene 용매

표 5. Ethylbenzene 순도 및 불순물

화합물	결과(%중량)		재현성(r)		통과
	전면 채널	후면 채널	시험 값	ASTM 규격	
비방향족	0.0386	0.0379	0.0007	0.0047	예
Benzene	0.0470	0.0464	0.0006	0.0069	예
Toluene	0.0133	0.0129	0.0004	0.0015	예
Ethylbenzene	99.8797	99.8804	0.0007	0.0146	예
<i>p</i> -Xylene	0.0041	0.0042	0.0001	0.0086	예
<i>m</i> -Xylene	0.0053	0.0054	0.0001	0.0004	예
Cumene	0.0071	0.0072	0.0001	0.0003	예
<i>o</i> -Xylene	0.0027	0.0027	0.0000	0.0007	예
Styrene	0.0015	0.0018	0.0003	ASTM 규격 없음	
C ₉ + Aromatics	0.0007	0.0010	0.0003	0.003	예

p-Xylene 순도 분석

그림 9는 RTL 표적 피크로 o-xylene을 사용하는 ASTM D7504 분석법으로 분석한 p-xylene의 크로마토그램입니다. 표 6의 결과는 p-xylene 순도 및 불순물의 %중량입니다.

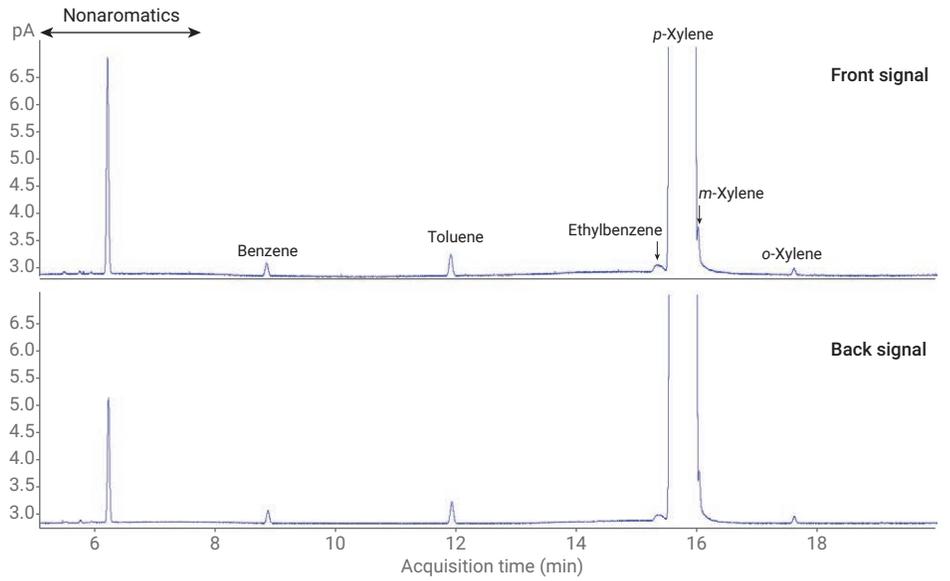


그림 9. RTL을 사용한 p-Xylene 용매

표 6. p-Xylene 순도 및 불순물

화합물	결과(%중량)		재현성(r)		통과
	전면 채널	후면 채널	시험 값	ASTM 규격	
비방향족	0.0150	0.0124	0.0026	0.0029	예
Benzene	0.0008	0.0007	0.0001	0.0005	예
Toluene	0.0014	0.0013	0.0001	0.0009	예
Ethylbenzene	0.0008	0.0007	0.0001	0.0006	예
p-Xylene	99.9787	99.9813	0.0026	0.0034	예
m-Xylene	0.0028	0.0031	0.0003	0.0014	예
o-Xylene	0.0004	0.0004	0.0000	0.0003	예

Styrene 순도 분석

그림 10은 RTL 표적 피크로 *o*-xylene을 사용하는 ASTM D7504 분석법으로 분석한 styrene의 크로마토그램입니다. 표 7의 결과는 styrene 순도 및 불순물의 %중량입니다.

표 3-7과 같이, 각 용매의 모든 화합물은 ASTM 반복성 기준에 부합합니다.

결론

HP-HeavyWax 컬럼을 설치한 8890 GC는 높은 정밀도로 단환 방향족 용매 순도를 측정하기 위한 ASTM D7504를 성공적으로 실행하는 것으로 나타났습니다. 시료 처리량의 100% 증가는 두 시료의 동시 분석을 가능하게 하는 동일한 두 개의 채널로 구성된 8890 GC의 사용으로 입증되었습니다. 이 분석법에 RTL 기술을 추가하면, 기기와 서로 다른 실험실 간의 결과 비교가 용이하고 시간이 지남에 따라 결과의 일관성을 향상할 수 있습니다. C₈ 방향족과 같은 가깝게 용리하는 이성질체의 식별에서, 이 분석법의 고정된 머무름 시간은 특히 유용합니다. 이 머무름 시간 고정 분석법은 빠르고 간단하며, 효과적인 분석법에 대한 수요를 충족하여 오늘날의 생산 실험실의 생산성 및 신뢰성을 개선합니다.

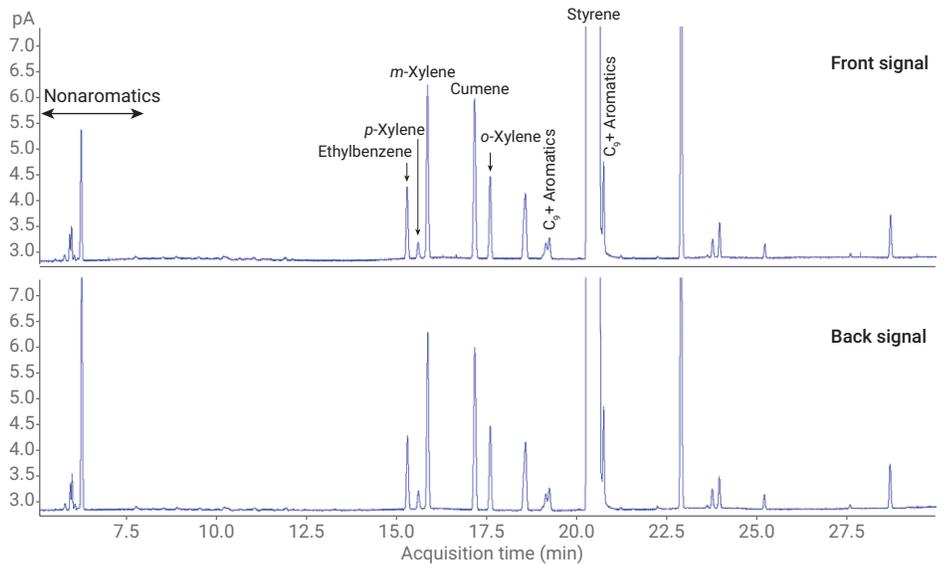


그림 10. RTL을 이용한 styrene 용매

표 7. Styrene 순도 및 불순물

화합물	결과(%중량)		재현성(r)		통과
	전면 채널	후면 채널	시험 값	ASTM 규격	
비방향족	0.0087	0.0111	0.0024	0.0044	예
Ethylbenzene	0.0044	0.0043	0.0001	0.0005	예
<i>p</i> -Xylene	0.0012	0.0012	0.0000	0.0018	예
<i>m</i> -Xylene	0.0104	0.0104	0.0000	0.0009	예
Cumene	0.0110	0.0110	0.0000	0.0003	예
<i>o</i> -Xylene	0.0053	0.0053	0.0000	0.0005	예
Styrene	99.9580	99.9556	0.0024	0.0059	예
C ₉ + Aromatics	0.0011	0.0010	0.0001	0.0027	예

참고 문헌

1. ASTM D7504-18, Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number, ASTM International, West Conshohocken, PA, **2018**, www.astm.org
2. Giarrocco, V.; Quimby, B. D.; Klee, M. S.; Retention Time Locking: Concepts and Applications, *Agilent Technologies Application Note 228-392*, publication number 5966-2469E, December **1997**.
3. McCurry, J. D. A Unified Gas Chromatographic Method for Aromatic Solvent Analysis, *Agilent Technologies Application Note*, publication number 5988-3741EN, August **2001**.

www.agilent.com/chem

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

© Agilent Technologies, Inc. 2019
2019년 1월 8일, 한국에서 인쇄
5994-0597KO

서울시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층 우)04418
한국에틸렌트레크놀로지(주) 생명과학/화학분석 사업부
고객지원센터 080-004-5090 www.agilent.co.kr

 **Agilent**
Trusted Answers