

Agilent 7250 GC-QTOF를 이용한 잔류성유기오염물질 및 신종오염물질의 PCDL 구축

저자

김병호¹⁾, 목소리²⁾, 문효방^{2)*}

¹⁾한국애질런트테크놀로지스(주),

²⁾한양대학교

개요

잔류성유기오염물질은 자연환경에서 잘 분해되지 않고 동식물에 축적되어 우리에게 해를 끼치는 물질로 POPs(persistent organic pollutants)라고도 합니다. 2001년 5월 22일에 POPs 제조와 사용을 규제하기 위한 스톡홀름협약이 채택되었고, 우리나라는 2001년 4월 10일 스톡홀름협약에 서명한 뒤 2002년 8월 26일 비준하여 '잔류성유기오염물질 관리법'을 제정, POPs 관리에 필요한 사항을 규정하고 있습니다. 또한 산업발달과 더불어 환경에 새로운 오염물질들이 증가하고 있으며, 이러한 신종오염물질(Emerging contaminants)의 확산을 제한하고 감소 및 제거하기 위해 EPA를 포함한 국제적 규제 기관들은 지침을 제공하고 있습니다.

이와 같이 POPs 및 신종오염물질들에 대해 환경오염 저감을 위한 규제와 관리 그리고 새로운 오염물질을 식별하기 위한 모니터링이 지속적으로 필요 합니다. 이에 본 응용 자료에서는 Agilent 7250 GC-QTOF를 이용하여 잔류성유기오염물질 및 신종오염물질의 PCDL(Personal Compound Database/Libraries)을 구축하고 환경시료 모니터링 방법에 대해 소개하고자 합니다.

서론

잔류성유기오염물질은 잔류성이 높아 환경에서 쉽게 분해되지 않으며 대기를 통해 장거리 이동도 가능 합니다. 독성이 강해 면역 및 생식 체계 교란 · 중추신경계 손상 · 암유발 · 선천성 기형 유발 · 지능 감소 등을 초래하는 유해 물질로 알려져 있습니다. 먹이사슬을 따라 동식물의 체내에 축적되어 생물농축 과정을 통해 인간과 같은 상위 포식자에게 높은 농도로 존재할 수 있습니다. 이와 같은 잔류성유기오염물질은 2001년 5월 스톡홀름협약을 통해 다이옥신(dioxin), 퓨란(Furans), 폴리염화비페닐류(polychlorinated biphenyls, PCB), 유기염소계 살충제(Organochlorinated pesticides, OCPs) 등 12종의 규제 물질을 지정하였으며, 이후 2009년 과불화합물(PFC), 브롬계 난연제(Polybrominated diphenyl ethers, PBDEs) 등 9종이 새로운 잔류성유기오염물질로 새롭게 지정되었습니다. 그리고 2011년에는 엔도설판(Endosulfan), 2013년에는 헥사브로모사이클로도데칸(HBCD), 2015년에는 염화나프탈렌, 헥사클로로부타디엔, 펜타클로로페놀 등 2년마다 1-3종의 새로운 유해물질이 POPs로 등재되어 2023년 기준 34종의 물질이 잔류성유기오염물질로 지정되어 있습니다. 이와 같이 산업의 발달과 함께 새로운 오염물질들이 증가되고 있으며, 이러한 신종오염물질 또한 규제와 관리를 위한 노력이 지속되고 있습니다.

환경오염물질 모니터링을 위한 Target/Suspect/Non-target screening 기법의 워크플로는 아래 그림 1.과 같습니다. 이와 같이 구축된 PCDL(라이브러리)을 이용하여 수질, 대기, 토양, 퇴적물 등의 환경시료 뿐만 아니라 동·식물·생체 시료 등을 분석함으로써 환경오염에 대한 모니터링에 활용할 수 있습니다. Non-target screening을 통해 잔류성유기오염물질(Persistent Organic Pollutants: POPs), 위험 · 유해물질(Hazardous and Noxious Substances: HNS), 신종오염물질(Emerging contaminants) 등으로 구분되는 환경오염물질이 관찰되는 경우 해당 표준물질을 분석하여 라이브러리(PCDL)로 구축하면, 다른 실험실에서는 표준물질 없이도 이 PCDL(라이브러리) 매칭을 통해 해당 오염물질의 모니터링(Suspect screening)에 활용할 수 있습니다.

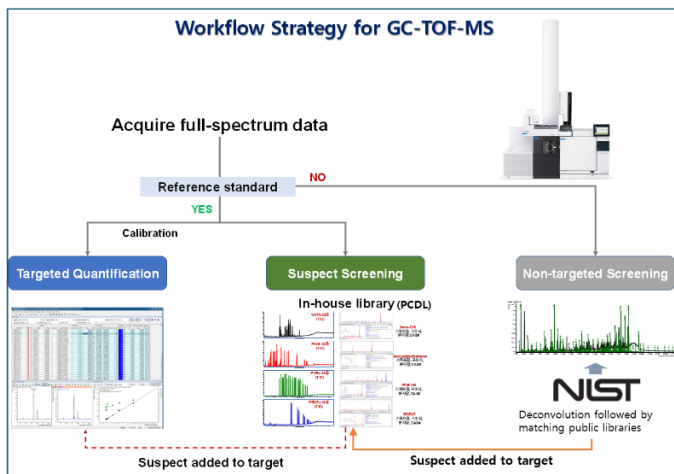


그림 1. Target/Suspect/Non-target screening Workflow

이에 본 응용 자료에서는 Agilent 7250 GC-QTOF를 이용하여 잔류성유기오염물질인 Polychlorinated biphenyls(PCBs), Organochlorinated pesticides(OCPs), Polybrominated diphenyl ethers(PBDEs) 등 그리고 신종오염물질로 위험·유해물질 (Hazardous and Noxious Substances: HNS)인 Phthalate esters(PAEs), Alternative plasticizers(APs), Organophosphate esters(OPEs), Siloxanes, Polyhalogenated carbazoles(PHCZs) 등의 PCDL(Personal Compound Database/Libraries)을 구축하고, 실제 환경시료 분석을 통해 환경오염물질의 모니터링을 진행하였습니다.

실험

표준물질 및 시료

라이브러리 구축에 사용된 표준물질은 Wellington Laboratory, Cambridge Isotope Laboratory, AccuStandard, Toronto Research Chemicals 등에서 개별물질 혹은 혼합물질을 구입하여 사용하였고, 최종적으로 헥산(n-Hexane)으로 희석 조제하여 기기분석 하였습니다.

모니터링 시료로는 러시아 표트르 대제만에 서식하는 점박이물범의 지방 시료를 활용하였습니다. 약 0.5g의 지방 시료를 무수황산나트륨(Na₂SO₄)와 함께 균질화하여 탈수한 후, Soxhlet 장치를 이용해 디클로로메탄(Dichloromethane)-헥산(n-Hexane) 1:1 혼합용매를 사용하여 16시간 동안 추출하였습니다. 추출물의 지질 제거는 Bio-beads S-X3을 이용한 겔 투과 크로마토그래피 (Gel Permeation Chromatography; GPC)를 활용하여 수행하였습니다. 이후 다층 실리카겔(Multi-Silica gel column)을 사용한 정제 과정을 거친 후, 최종적으로 노난(Nonane) 100μL로 용해하여 7250 GC-QTOF로 분석하였습니다.

분석 기기 및 조건

분석 장치로는 Agilent사의 7250 GC-QTOF를 사용하였습니다. 표준용액 및 전처리된 시료 각 1μL를 비분할주입모드로 주입하여, HP-5MS(30m x 0.25mm x 0.25μm) 컬럼으로 분리 분석하였습니다. 기기분석 조건은 다음의 표 1, 2와 같습니다.

표 1. Agilent 8890 GC 분석조건.

파라미터	값
분석 기기	Agilent 8890 가스 크로마토그래피
주입구	1μL, 비분할 주입
주입구 온도	250°C
컬럼	HP-5MS(30m x 250μm x 0.25μm)
컬럼 유량	1.0mL/분(일정한 유량, He)
오븐	80°C에서 1분간 유지 10°C/분으로 200°C까지 올려서 0분간 유지 5°C/분으로 300°C까지 올려서 10분간 유지
Transfer line 온도	300°C

표 2. Agilent 7250 QTOF 분석조건.

파라미터	값
분석 기기	Agilent 7250 QTOF
이온 소스	전자 이온화(EI)
이온화 에너지	70eV(Standard EI)
소스 온도	230°C
사중극자	150°C, TTI모드
신호획득 속도	4Hz
질량범위	m/z 50-800

결과

표준물질을 이용한 PCDL 구축

각 화학물질 종류별로 표준물질을 분석한 크로마토그램은 아래 그림 2.와 같습니다. 이와 같이 표준물질을 분석한 데이터에서 각 성분 Peak의 스펙트럼을 확인하고, Mass Hunter PCDL Manager 소프트웨어를 이용하여 생성한 PCDL 파일에 각 성분들의 스펙트럼을 포함한 정보를 추가하여 그림 3.과 같이 라이브러리를 구축하였습니다.

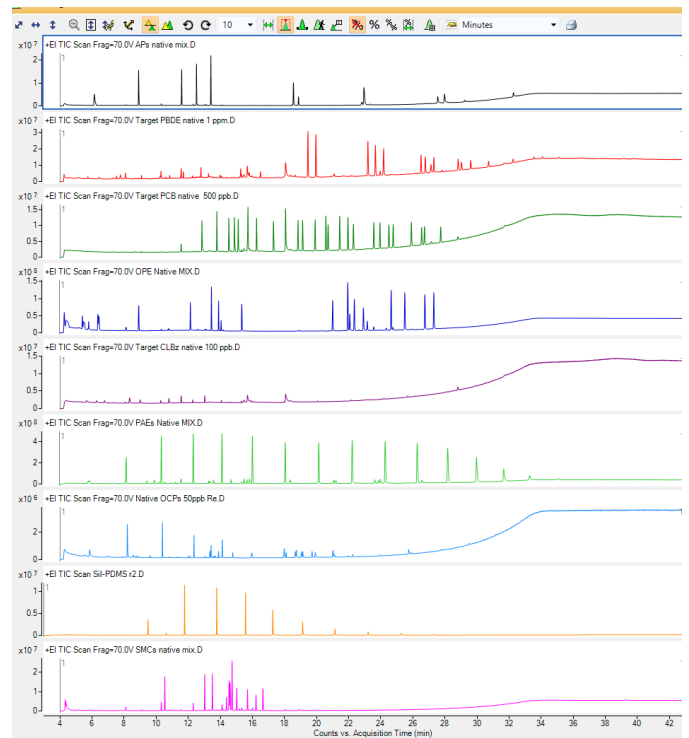


그림 2. POPs 및 신중오염물질들의 표준물질을 분석한 크로마토그램(TIC)

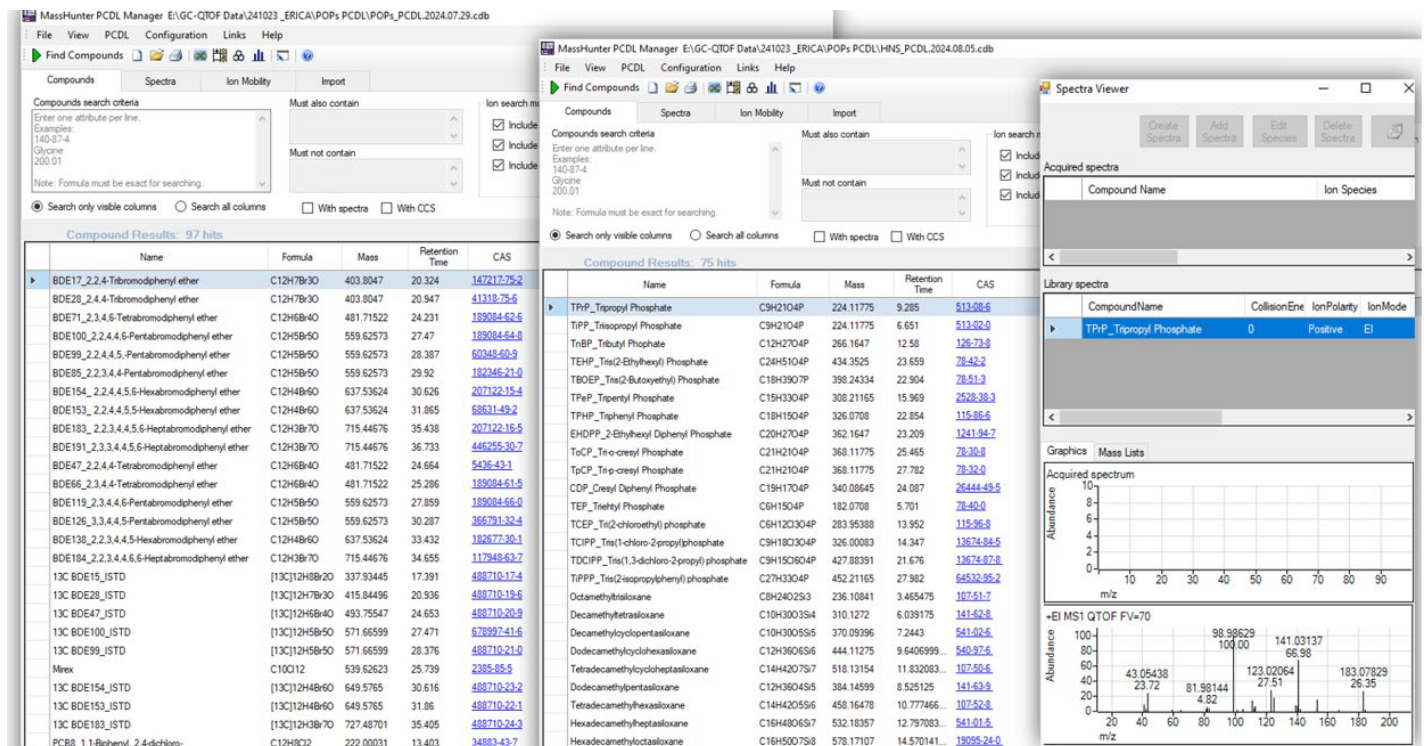


그림 3. 구축된 POPs 및 HNS PCDL.

잔류성유기오염물질(Persistent Organic Pollutants: POPs) 59개 성분과 신중오염물질로 위험·유해물질(Hazardous and Noxious Substances: HNS) 74개 성분 그리고 내부표준물질 39개를 포함하여 총 172개 성분의 PCDL을 구축하였습니다. 구축된 PCDL의 Compounds List는 다음의 표 3. 과 같습니다.

표 3. 구축된 PCDL의 Compounds List.

No.	Compound Name	Formula	Mass	RT (min)	CAS	HMP	LMP
1	BDE28_2,4,4-Tribromodiphenyl ether	C12H7Br3O	403.8047	20.947	41318-75-6	PBDEs	BDE47
2	BDE17_2,2,4-Tribromodiphenyl ether	C12H7Br3O	403.8047	20.324	147217-75-2	PBDEs	BDE17
3	BDE71_2,3,4,6-Tetrabromodiphenyl ether	C12H6Br4O	481.7152	24.231	189084-62-6	PBDEs	BDE66
4	BDE100_2,2,4,4,6-Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	559.6257	27.470	189084-64-8	PBDEs	BDE99
5	BDE99_2,2,4,4,5-Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	559.6257	28.387	60348-60-9	PBDEs	BDE119
6	BDE85_2,2,3,4,4-Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	559.6257	29.920	182346-21-0	PBDEs	BDE154
7	BDE154_2,2,4,4,5,6-Hexabromodiphenyl ether	C12H4Br6O	637.5362	30.626	207122-15-4	PBDEs	BDE85
8	BDE153_2,2,4,4,5,5-Hexabromodiphenyl ether	C12H4Br6O	637.5362	31.865	68631-49-2	PBDEs	BDE126
9	BDE183_2,2,3,4,4,5,6-Heptabromodiphenyl ether	C12H3Br7O	715.4468	35.438	207122-16-5	PBDEs	BDE191
10	BDE191_2,3,3,4,4,5,6-Heptabromodiphenyl ether	C12H3Br7O	715.4468	36.733	446255-30-7	PBDEs	BDE153
11	BDE47_2,2,4,4-Tetrabromodiphenyl ether	C12H6Br4O	481.7152	24.664	5436-43-1	PBDEs	BDE47
12	BDE66_2,3,4,4-Tetrabromodiphenyl ether	C12H6Br4O	481.7152	25.286	189084-61-5	PBDEs	BDE191
13	BDE119_2,3,4,4,6-Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	559.6257	27.859	189084-66-0	PBDEs	BDE191
14	BDE126_3,3,4,4,5-Pentabromodiphenyl ether	C12H5Br5O	559.6257	30.287	366791-32-4	PBDEs	BDE126
15	BDE138_2,2,3,4,4,5-Hexabromodiphenyl ether	C12H4Br6O	637.5362	33.432	182677-30-1	PBDEs	BDE138
16	BDE184_2,2,3,4,4,6,6-Heptabromodiphenyl ether	C12H3Br7O	715.4468	34.655	117948-63-7	PBDEs	BDE184
17	13C BDE15_ISTD	[13C]12H8Br2O	337.9345	17.391	488710-17-4	PBDEs	13C BDE15
18	13C BDE28_ISTD	[13C]12H7Br3O	415.8450	20.936	488710-19-6	PBDEs	13C BDE28
19	13C BDE47_ISTD	[13C]12H6Br4O	493.7555	24.653	488710-20-9	PBDEs	13C BDE47
20	13C BDE100_ISTD	[13C]12H5Br5O	571.6660	27.471	678997-41-6	PBDEs	13C BDE100
21	13C BDE99_ISTD	[13C]12H5Br5O	571.6660	28.376	488710-21-0	PBDEs	13C BDE99
22	13C BDE154_ISTD	[13C]12H4Br6O	649.5765	30.616	488710-23-2	PBDEs	13C BDE154
23	13C BDE153_ISTD	[13C]12H4Br6O	649.5765	31.860	488710-22-1	PBDEs	13C BDE153
24	13C BDE183_ISTD	[13C]12H3Br7O	727.4870	35.405	488710-24-3	PBDEs	13C BDE183
25	PCB8_1,1-Biphenyl, 2,4-dichloro-	C12H8Cl2	222.0003	13.403	34883-43-7	PCBs	CB8
26	PCB18_1,1-Biphenyl, 2,2,5-trichloro-	C12H7Cl3	255.9613	14.359	37680-65-2	PCBs	CB18
27	PCB29_1,1-Biphenyl, 2,4,5-trichloro-	C12H7Cl3	255.9613	15.143	15862-07-4	PCBs	CB29
28	PCB28_1,1-Biphenyl, 2,4,4-trichloro-	C12H7Cl3	255.9613	15.554	7012-37-5	PCBs	CB28
29	PCB33_1,1-Biphenyl, 2,3,4-trichloro-	C12H7Cl3	255.9613	15.759	38444-86-9	PCBs	CB33
30	PCB52_1,1-Biphenyl, 2,2,5,5-tetrachloro-	C12H6Cl4	289.9224	16.432	35693-99-3	PCBs	CB52
31	PCB44_1,1-Biphenyl, 2,2,3,5-tetrachloro-	C12H6Cl4	289.9224	16.954	41464-39-5	PCBs	CB44
32	PCB70_1,1-Biphenyl, 2,3,4,5-tetrachloro-	C12H6Cl4	289.9224	18.115	32598-11-1	PCBs	CB70
33	PCB101_1,1-Biphenyl, 2,2,4,5,5-pentachloro-	C12H5Cl5	323.8834	18.854	37680-73-2	PCBs	CB101
34	PCB87_1,1-Biphenyl, 2,2,3,4,5-pentachloro-	C12H5Cl5	323.8834	19.638	38380-02-8	PCBs	CB87
35	PCB110_1,1-Biphenyl, 2,3,3,4,6-pentachloro-	C12H5Cl5	323.8834	19.905	38380-03-9	PCBs	CB110
36	PCB118_1,1-Biphenyl, 2,3,4,4,5-pentachloro-	C12H5Cl5	323.8834	20.749	31508-00-6	PCBs	CB118
37	PCB153_1,1-Biphenyl, 2,2,4,4,5,5-hexachloro-	C12H4Cl6	357.8444	21.416	35065-27-1	PCBs	CB153
38	PCB105_1,1-Biphenyl, 2,3,3,4,4-pentachloro-	C12H5Cl5	323.8834	21.554	32598-14-4	PCBs	CB105
39	PCB138_1,1-Biphenyl, 2,2,3,4,4,5-hexachloro-	C12H4Cl6	357.8444	22.266	35065-28-2	PCBs	CB138
40	PCB187_1,1-Biphenyl, 2,2,3,4,5,5,6-heptachloro-	C12H3Cl7	391.8054	22.733	52663-68-0	PCBs	CB187
41	PCB128_1,1-Biphenyl, 2,2,3,3,4,4-hexachloro-	C12H4Cl6	357.8444	23.111	38380-07-3	PCBs	CB128
42	PCB180_1,1-Biphenyl, 2,2,3,4,4,5,5-heptachloro-	C12H3Cl7	391.8054	24.428	35065-29-3	PCBs	CB180
43	PCB200_1,1-Biphenyl, 2,3,6,2,3,4,5,6-octachloro-	C12H2Cl8	425.7665	24.778	52663-73-7	PCBs	CB200

No.	Compound Name	Formula	Mass	RT (min)	CAS	HMP	LMP
44	PCB170_1,1-Biphenyl, 2,2,3,3,4,4,5-heptachloro-	C12H3Cl7	391.8054	25.333	35065-30-6	PCBs	CB170
45	PCB195_1,1-Biphenyl, 2,2,3,3,4,4,5,6-octachloro-	C12H2Cl8	425.7665	25.572	52663-78-2	PCBs	CB195
46	PCB194_1,1-Biphenyl, 2,2,3,3,4,4,5,6-octachloro-	C12H2Cl8	425.7665	26.717	35694-08-7	PCBs	CB194
47	PCB199_1,1-Biphenyl, 2,2,3,3,4,4,5,6-octachloro-	C12H2Cl8	425.7665	27.422	52663-75-9	PCBs	CB199
48	PCB205_1,1-Biphenyl, 2,3,3,4,4,5,5,6-octachloro-	C12H2Cl8	425.7665	27.539	74472-53-0	PCBs	CB205
49	PCB206_1,1-Biphenyl, 2,3,4,5,6,2,3,4,5-nonachloro-	C12HCl9	459.7275	28.562	40186-72-9	PCBs	CB206
50	13C PCB28_ISTD	[13C]12H7Cl3	268.0016	15.548	208263-76-7	PCBs	13C CB28
51	13C PCB52_ISTD	[13C]12H6Cl4	301.9626	16.426	208263-80-3	PCBs	13C CB52
52	13C PCB118_ISTD	[13C]12H5Cl5	335.9237	20.744	104130-40-7	PCBs	13C CB118
53	13C PCB153_ISTD	[13C]12H4Cl6	369.8847	21.410	18537-58-3	PCBs	13C CB153
54	13C PCB202_ISTD	[13C]12H2Cl8	437.8067	23.711	105600-26-8	PCBs	13C CB202
55	13C PCB180_ISTD	[13C]12H3Cl7	403.8457	24.422	208263-72-3	PCBs	13C CB180
56	13C PCB206_ISTD	[13C]12HCl9	471.7678	28.556	208263-75-6	PCBs	13C CB206
57	13C PCB209_ISTD	[13C]12Cl10	505.7288	29.528	105600-27-9	PCBs	13C CB209
58	13C PCB77_SSTD	[13C]12H6Cl4	301.9626	19.988	32597-13-3	PCBs	13C CB77
59	13C PCB208_SSTD	[13C]12HCl9	471.7678	26.645	52663-77-1	PCBs	13C CB194
60	13C PCB194_SSTD	[13C]12H2Cl8	437.8067	27.411	35694-08-7	PCBs	13C CB208
61	a-HCH_a-Lindane	C6H6Cl6	287.8601	13.348	319-84-6	OCPs	a-HCH
62	HCB_Benzene, hexachloro-	C6Cl6	281.8131	13.414	118-74-1	OCPs	HCB
63	Mirex	C10Cl12	539.6262	25.739	2385-85-5	OCPs	
64	13C BDE77_SSTD	[13C]12H6Br4O	493.7555	26.197	1401355-55-2	PBDEs	
65	13C BDE169_SSTD	[13C]12H4Br6O	649.5765	34.137	1401355-58-5	PBDEs	
66	13C trans-NonaCHL_ISTD	[13C]10H5Cl9	449.7923	19.130	1262969-06-1	OCPs	
67	b-HCH_?Hexachlorocyclohexane	C6H6Cl6	287.8601	13.887	319-85-7	OCPs	b-HCH
68	g-HCH_Lindane	C6H6Cl6	287.8601	14.109	58-89-9	OCPs	g-HCH
69	d-HCH_d-Lindane	C6H6Cl6	287.8601	14.770	319-86-8	OCPs	d-HCH
70	Heptachlor_3-Chlorochlordene	C10H5Cl7	369.8211	15.926	76-44-8	OCPs	Heptachlor
71	Heptachlor-epoxide	C10H5Cl7O	385.8160	17.982	1024-57-3	OCPs	oxyCHL
72	transCHL_trans-Chlordane	C10H6Cl8	405.7978	18.671	5103-74-2	OCPs	transCHL
73	op-DDE_o,p-DDE	C14H8Cl4	315.9380	18.732	3424-82-6	OCPs	op-DDE
74	cisCHL_cis-Chlordane	C10H6Cl8	405.7978	19.049	5103-71-9	OCPs	cisCHL
75	trans-NonaCHL_trans-Nonachlor	C10H5Cl9	439.7588	19.138	39765-80-5	OCPs	trans-NonaCHL
76	pp-DDE_p,p-DDE	C14H8Cl4	315.9380	19.710	72-55-9	OCPs	pp-DDE
77	op-DDD_mitotane	C14H10Cl4	317.9537	19.915	53-19-0	OCPs	op-DDD
78	pp-DDD_1,1-Dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane	C14H10Cl4	317.9537	21.027	72-54-8	OCPs	pp-DDD
79	cis-NonaCHL_cis-Nonachlor	C10H5Cl9	439.7588	21.010	5103-73-1	OCPs	cis-NonaCHL
80	op-DDT_o,p-DDT	C14H9Cl5	351.9147	21.110	789-02-6	OCPs	op-DDT
81	pp-DDT_p,p-DDT	C14H9Cl5	351.9147	22.244	50-29-3	OCPs	pp-DDT
82	13C a-HCH_ISTD	[13C]6H6Cl6	293.8802	13.340	222966-66-7	OCPs	13C a-HCH
83	13C HCB_ISTD	[13C]6Cl6	287.8333	13.412	93952-14-8	OCPs	13C HCB
84	13C b-HCH_ISTD	[13C]6H6Cl6	293.8802	13.879	222966-68-9	OCPs	13C b-HCH
85	13C g-HCH_ISTD	[13C]6H6Cl6	293.8802	14.107	104215-85-2	OCPs	13C g-HCH
86	13C d-HCH_ISTD	[13C]6H6Cl6	293.8802	14.763		OCPs	13C d-HCH
87	13C Heptachlor_ISTD	[13C]10H5Cl7	379.8546	15.918	2483736-02-1	OCPs	13C Heptachlor

No.	Compound Name	Formula	Mass	RT (min)	CAS	HMP	LMP
88	13C Heptachlor-epoxide_ISTD	[13C]10H5Cl7O	395.8496	17.974	2483736-00-9	OCPs	13C OxyCHL
89	13C transCHL_ISTD	[13C]10H6Cl8	415.8313	18.663	1262969-05-0	OCPs	13C transCHL
90	13C op-DDE_ISTD	[13C]12C2H8Cl4	327.9783	18.724	2483735-97-1	OCPs	13C op-DDE
91	13C pp-DDE_ISTD	[13C]12C2H5Cl9	499.7991	19.708	201612-50-2	OCPs	13C pp-DDE
92	13C op-DDD_ISTD	[13C]12C2H10Cl4	329.9939	19.908	2483736-36-1	OCPs	13C op-DDD
93	13C pp-DDD_ISTD	[13C]12C2H10Cl4	329.9939	21.019		OCPs	13C pp-DDD
94	13C cisNonaCHL_ISTD	[13C]10H5Cl9	449.7924	21.002	2484171-06-2	OCPs	13C cisNonaCHL
95	13C op-DDT_ISTD	[13C]12C2H9Cl5	363.9550	21.097	1396995-26-8	OCPs	13C op-DDT
96	13C pp-DDT_ISTD	[13C]12C2H9Cl5	363.9550	22.236	104215-84-1	OCPs	13C pp-DDT
97	13C BDE126_ISTD	[13C]12H5Br5O	571.6660	30.282	1401355-56-3	PBDEs	
98	TPrP_Tripropyl Phosphate	C9H21O4P	224.1177	9.285	513-08-6	OPFRs	TPrP
99	TiPP_Triisopropyl Phosphate	C9H21O4P	224.1177	6.651	513-02-0	OPFRs	TiPP
100	TnBP_Tributyl Phosphate	C12H27O4P	266.1647	12.580	126-73-8	OPFRs	TBP
101	TEHP_Tris(2-Ethylhexyl) Phosphate	C24H51O4P	434.3525	23.659	78-42-2	OPFRs	TEHP
102	TBOEP_Tris(2-Butoxyethyl) Phosphate	C18H39O7P	398.2433	22.904	78-51-3	OPFRs	TBOEP
103	TPeP_Tripentyl Phosphate	C15H33O4P	308.2116	15.969	2528-38-3	OPFRs	TPeP
104	TPHP_Triphenyl Phosphate	C18H15O4P	326.0708	22.854	115-86-6	OPFRs	TPHP
105	EHDPP_2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate	C20H27O4P	362.1647	23.209	1241-94-7	OPFRs	EHDPP
106	ToCP_Tri-o-cresyl Phosphate	C21H21O4P	368.1177	25.465	78-30-8	OPFRs	ToCP
107	TpCP_Tri-p-cresyl Phosphate	C21H21O4P	368.1177	27.782	78-32-0	OPFRs	TpCP
108	CDP_Cresyl Diphenyl Phosphate	C19H17O4P	340.0864	24.087	26444-49-5	OPFRs	CDP
109	TEP_Triehtyl Phosphate	C6H15O4P	182.0708	5.701	78-40-0	OPFRs	TEP
110	TCEP_Tri(2-chloroethyl) phosphate	C6H12Cl3O4P	283.9539	13.952	115-96-8	OPFRs	TCEP
111	TCIPP_Tris(1-chloro-2-propyl)phosphate	C9H18Cl3O4P	326.0008	14.347	13674-84-5	OPFRs	TCPP
112	TDClPP_Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate	C9H15Cl6O4P	427.8839	21.676	13674-87-8	OPFRs	TDClPP
113	TiPPP_Tris(2-isopropylphenyl) phosphate	C27H33O4P	452.2116	27.982	64532-95-2	OPFRs	TiPPP
114	Octamethyltrisiloxane	C8H24O2Si3	236.1084	3.465	107-51-7	Siloxanes	L3
115	Decamethyltetrasiloxane	C10H30O3Si4	310.1272	6.039	141-62-8	Siloxanes	L4
116	Decamethylcyclopentasiloxane	C10H30O5Si5	370.0940	7.244	541-02-6	Siloxanes	D5
117	Dodecamethylcyclohexasiloxane	C12H36O6Si6	444.1127	9.641	540-97-6	Siloxanes	D6
118	Tetradecamethylcycloheptasiloxane	C14H42O7Si7	518.1315	11.832	107-50-6	Siloxanes	D7
119	Dodecamethylpentasiloxane	C12H36O4Si5	384.1460	8.525	141-63-9	Siloxanes	L5
120	Tetradecamethylhexasiloxane	C14H42O5Si6	458.1648	10.777	107-52-8	Siloxanes	L6
121	Hexadecamethylheptasiloxane	C16H48O6Si7	532.1836	12.797	541-01-5	Siloxanes	L7
122	Hexadecamethyloctasiloxane	C16H50O7Si8	578.1711	14.570	19095-24-0	Siloxanes	L8
123	Icosamethylnonsiloxane	C20H60O8Si9	680.2212	16.266		Siloxanes	L9
124	Docosamethyldecasiloxane	C22H66O9Si10	754.2399	18.130		Siloxanes	L10
125	Tetracosamethylundecasiloxane	C24H72O10Si11	828.2587	20.133		Siloxanes	L11
126	Hexacosamethyldodecasiloxane	C26H78O11Si12	902.2775	22.219		Siloxanes	L12
127	Octacosamethyltridecasiloxane	C28H84O12Si13	976.2963	24.286		Siloxanes	L13
128	Tricontamethyltetradecasiloxane	C30H90O13Si14	1050.3151	26.306		Siloxanes	L14
129	Dotricontamethylpentadecasiloxane	C32H96O14Si15	1124.3339	28.256		Siloxanes	L15
130	TXIB_2,2,4-Trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate	C16H30O4	286.2144	11.988	6846-50-0	APs	TXIB

No.	Compound Name	Formula	Mass	RT (min)	CAS	HMP	LMP
131	DMP_Dimethyl phthalate	C10H10O4	194.0579	10.281	131-11-3	PAE	DMP
132	DEP_Diethyl Phthalate	C12H14O4	222.0892	11.986	84-66-2	PAE	DEP
133	DAP_Diallyl phthalate	C14H14O4	246.0892	13.764	131-17-9	PAE	DAIP
134	DiPrP_Diisopropyl phthalate	C14H18O4	250.1205	12.703	605-45-8	PAE	DiPrP
135	DnPrP_Di-n-propyl phthalate	C14H18O4	250.1205	14.081	131-16-8	PAE	DnPrP
136	DiBP_Diisobutyl phthalate	C16H22O4	278.1518	15.226	84-69-5	PAE	DiBP
137	DnBP_Di-n-butyl phthalate	C16H22O4	278.1518	16.476	84-74-2	PAE	DnBP
138	DnPeP_Di-n-pentyl phthalate	C18H26O4	306.1831	19.154	131-18-0	PAE	DnPeP
139	BBzP_Benzyl butyl phthalate	C19H20O4	312.1362	22.105	85-68-7	PAE	BBzP
140	DCHP_Dicyclohexyl phthalate	C20H26O4	330.1831	24.583	84-61-7	PAE	DCHP
141	DnHxP_Di-n-Hexyl phthalate	C20H30O4	334.2144	21.988	84-75-3	PAE	DnHxP
142	DiHpP_Di-iso-heptyl phthalate	C22H34O4	362.2457	24.850	41451-28-9	PAE	DiHpP
143	DEHP_Bis(2-ethylhexyl) phthalate	C24H38O4	390.2770	24.838	117-81-7	PAE	DEHP
144	DnOP_Dioctyl phthalate	C24H38O4	390.2770	27.645	117-84-0	PAE	DnOP
145	DEA_Diethyl adipate	C10H18O4	202.1205	9.359	141-28-6	APs	DEA
146	DES_Diethyl succinate	C8H14O4	174.0892	6.531	123-25-1	APs	DES
147	DIBA_Diisobutyl adipate	C14H26O4	258.1831	13.038	141-04-8	APs	DIBA
148	DBA_Dibutyl adipate	C14H26O4	258.1831	13.993	105-99-7	APs	DBA
149	DBS_Dibutyl sebacate	C18H34O4	314.2457	19.478	109-43-3	APs	DBS
150	TBC_Tributyl citrate	C18H32O7	360.2148	19.667	77-94-1	APs	TBC
151	DEGDB_Diethylene glycol dibenzoate	C18H18O5	314.1154	24.023	120-55-8	APs	DEGDB
152	DPGDB_Dipropylene glycol dibenzoate	C20H22O5	342.1467	23.812	27138-31-4	APs	DPGDB
153	DEHS_Bis(2-ethylhexyl) sebacate	C26H50O4	426.3709	28.618	122-62-3	APs	DOS
154	DPHP_Bis(2-propylheptyl) phthalate	C28H46O4	446.3396	28.901	53306-54-0	APs	DEHP
155	THC_Trihexyl citrate	C28H50O8	514.3506	30.179	82469-79-2	APs	THC
156	THTM_Tri-n-hexyl trimellitate	C27H42O6	462.2981	33.424	1528-49-0	APs	THTM
157	ecoDEHCH_1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	C24H44O4	396.3240	25.695	84731-70-4	APs	
158	TmCP_Tri-m-cresyl Phosphate	C21H21O4P	368.1177	26.460	563-04-2	OPFRs	
159	TOTM_tri(2-ethylhexyl) trimellitate	C33H54O6	546.3920	37.642	3319-31-1	APs	
160	DEHTP_1,4-Benzenedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester	C24H38O4	390.2770	27.823	6422-86-2	APs	
161	DEHA_Bis(2-ethylhexyl) adipate	C22H42O4	370.3083	22.745	103-23-1	APs	
162	ATBC_Acetyl tributyl citrate	C20H34O8	402.2254	20.611	77-90-7	APs	
163	Galaxolide HHCB	C18H26O	258.1984	14.684	1222-05-5	SMCs	
164	Tonalid AHTN	C18H26O	258.1984	14.767	21145-77-7	SMCs	
165	Masuk Ketone	C14H18N2O5	294.1216	16.201	81-14-1	SMCs	
166	TCEPi_Tri(2-chloroethyl) phosphite	C6H12Cl3O3P	267.9590	12.202	140-08-9	OPAs	
167	T24DtBPPI_Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite	C42H63O3P	646.4515	37.012	31570-04-4	OPAs	
168	TPHPi_Triphenyl Phosphite	C18H15O3P	310.0759	20.895	101-02-0	OPAs	
169	T24DtBPP_Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate	C42H63O4P	662.4464	40.830	95906-11-9	OPFRs	
170	13C TBOEP_ISTD	[13C]2C16H39O7P	400.2500	22.902		OPFRs	
171	2IPDPDP_2-Isopropylphenyl diphenyl phosphate	C21H21O4P	368.1177	24.738	64532-94-1	OPFRs	
172	ToCPI_Tris(2-tolyl)phosphite	C21H21O3P	352.1228	23.553	2622-08-04	OPAs	

모니터링 사례

환경오염물질 모니터링에 사용된 시료는 러시아 포트르 대제만에 서식하는 점박이물범 시료로 약 0.5g의 지방 시료를 전처리 한 후 7250 GC-QTOF로 PCDL 구축 시 기기분석 조건과 동일한 조건으로 분석하였습니다.

Mass Hunter의 Unknowns analysis를 활용하여 SureMass(고분해능 질량 스펙트럼의 Deconvolution)를 통해 Peak를 검출하고, 구축된 POPs 및 HNS PCDL(라이브러리)로 검색하였습니다. 그림 4.와 같이 러시아 물범 시료의 데이터를 프로세싱 결과 DEHP, DDE, PCBs 등의 검출을 확인할 수 있었습니다.

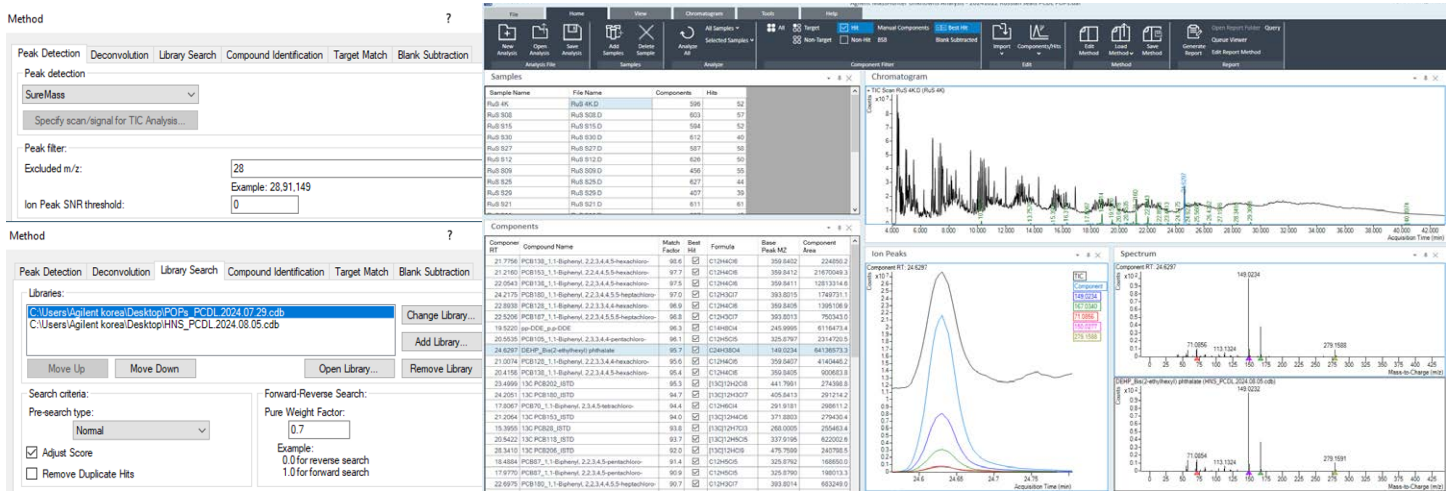


그림 4. 러시아 물범 시료의 POPs 및 HNS 모니터링 결과

참고로 PCDL 구축 시 머무름 시간(RT: Retention Time) 정보도 포함하여 구축하였으므로 시료 분석 시 기기분석 조건을 동일하게 분석하면 라이브러리 매칭에 머무름 시간도 Match factor로 사용할 수 있습니다.

아래의 그림 5.와 같이 Unknowns analysis의 Library Search 파라미터에 RT Match를 사용하여 위의 데이터를 다시 프로세싱한 결과 검출 (Hit)되는 성분 수가 적어졌습니다.

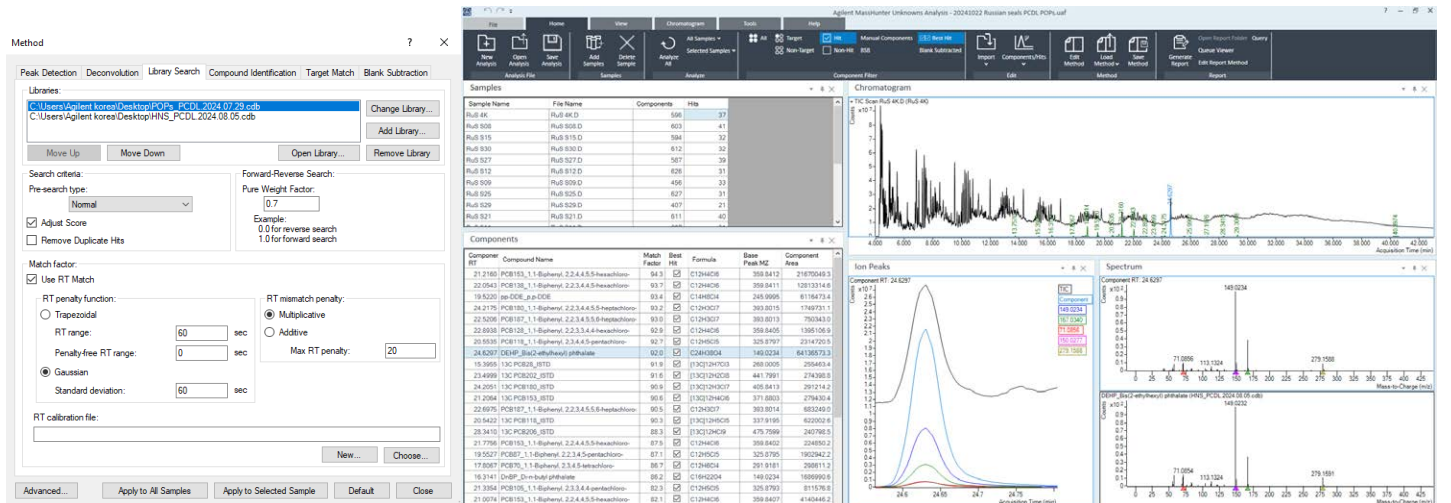


그림 5. 라이브러리 RT Match를 사용한 러시아 물범 시료의 POPs 및 HNS 모니터링 결과

결론 및 고찰

POPs 및 신종오염물질들에 대해 환경오염 저감을 위한 규제와 관리 그리고 새로운 오염물질을 식별하기 위한 모니터링이 지속적으로 필요 합니다. 이에 Agilent 7250 GC-QTOF를 이용하여 잔류성유기오염물질(POPs) 59개 성분과 신종오염물질로 위험·유해물질(HNS) 74개 성분 그리고 내부표준물질 39개를 포함하여 총 172개 성분의 PCDL을 구축하였습니다. 환경오염물질 모니터링 사례로 러시아 물범 시료를 분석하고, 구축된 POPs 및 HNS PCDL(라이브러리)로 Searching한 결과 DEHP, DDE, PCBs 등의 검출을 확인할 수 있었습니다. 신종오염물질들에 대해서도 PCDL에 추가 구축이 가능하고, 이와 같이 구축된 PCDL은 환경오염 모니터링 방법으로 매우 유용하게 활용될 수 있습니다.

참고 문헌

1. Sunggyu Lee, Kitae Kimb, Junho Jeon, Hyo-Bang Moon. Optimization of suspect and non-target analytical methods using GC/TOF for prioritization of emerging contaminants in the Arctic environment. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 2019.
2. Junghyun Lee, Seongjin Hong, Taewoo Kim, Changkeun Lee, Seong-Ah An, Bong-Oh Kwon, Sunggyu Lee, Hyo-Bang Moon, John P. Giesy, Jong Seong Khim. Multiple Bioassays and Targeted and Nontargeted Analyses to Characterize Potential Toxicological Effects Associated with Sediments of Masan Bay: Focusing on AhR-Mediated Potency. *Environmental Science & Technology*, 2020.
3. Seong-Ah An, Seongjin Hong, Junghyun Lee, Jihyun Cha, Sunggyu Lee, Hyo-Bang Moon, John P. Giesy, Jong Seong Khim. Identification of potential toxicants in sediments from an industrialized area in Pohang, South Korea: Application of a cell viability assay of microalgae using flow cytometry. *Journal of Hazardous Materials*, 2020.
4. Junghyun Lee, Seongjin Hong, Taewoo Kim, Shin Yeong Park, Jihyun Cha, Younghan Kim, Jiyun Gwak, Sunggyu Lee, Hyo-Bang Moon, Wenyou Hu, Tieyu Wang, John P. Giesy, Jong Seong Khim. Identification of AhR agonists in sediments of the Bohai and Yellow Seas using advanced effect-directed analysis and in silico prediction. *Journal of Hazardous Materials*, 2022.
5. Jiyun Gwak, Jihyun Cha, Junghyun Lee, Younghan Kim, Seong-Ah An, Sunggyu Lee, Hyo-Bang Moon, Jin Hur, John P. Giesy, Seongjin Hong, Jong Seong Khim. Effect-directed identification of novel aryl hydrocarbon receptor-active aromatic compounds in coastal sediments collected from a highly industrialized area. *Science of the Total Environment*, 2022.
6. Sori Mok, Sunggyu Lee, Younghun Choi, Junho Jeon, Young Hee Kim, HyoBang Moon. Target and non-target analyses of neutral per- and polyfluoroalkyl substances from fluorochemical industries using GC-MS/MS and GC-TOF: Insights on their environmental fate. *Environment International*, 2023.
7. Sofia Nieto and Kai Chen. 고분해능 GC/Q-TOF를 이용한 지표수의 환경 오염물질에 대한 포괄적인 프로파일링. *Agilent Technologies 응용 자료*, 5994-1371KO, 2019.

www.agilent.com/chem

DE-002334

이 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.

©Agilent Technologies, Inc. 2024
2024년 10월 31일, 한국에서 발행
5994-7950KOKR

한국애질런트테크놀로지스(주)
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,
DF타워 9층, 06621
전화: 82-80-004-5090 (고객지원센터)
팩스: 82-2-3452-2451
이메일: korea-inquiry_lsca@agilent.com

