

<p style="text-align: center;"><b>유해화학물질 시약 정보 요약서</b></p>		<p>이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행 규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.</p>
판매업 상호(명칭)	프로메가코리아 유한회사	
판매업 주소	서울시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 에이동 1013호	
판매업 대표전화	1588-3718	
유해화학물질 정보	물질명	<p style="text-align: center;">비소화합물</p> <p style="text-align: center;">Dimethylarsinic acid</p>
	고유번호 또는 화학물질식별번호 (CAS No.)	75-60-5
	용도	Laboratory chemicals ( 시험용 · 연구용 · 검사용 시약 )
취급 기준 준수	취급시설	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요에 따라 후드 등 국소배기장치에서 취급할 것</li> <li>- 작업장 부근에 비상시를 대비하여 안전샤워시설 및 세안시설을 설치할 것</li> </ul>
	화학사고 예방	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 물에 녹는 수용성</li> <li>- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성, 독성 흡을 발생할 수 있으니 주의할 것</li> <li>- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있으며, 가열시 용기가 폭발할 수 있으니 주의하여 취급할 것</li> <li>- 흡입, 섭취 및 피부 흡수 시 치명적일 수 있음</li> <li>- 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무, 질식소화시 건조한 모래 또는 흡을 사용할 것</li> </ul>
	보관 · 저장	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 열, 스파크, 화염, 고열, 가연성 물질, 금속으로부터 격리 보관할 것</li> <li>- 직사광선을 피하고 서늘하고 건조하고 통풍이 잘되는 어두운 장소에서 밀폐된 용기에 저장할 것</li> <li>- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장할 것</li> <li>- 물리적 손상으로부터 용기를 보호 할 것</li> </ul>
	운반	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 운송 시 유해화학물질 라벨 부착 할 것</li> <li>- 운송 시 가연성 물질과 같이 포장하지 말 것</li> <li>- 운반·적재·입출고 중에는 내용물이 용기 외부로 유출되지 않도록 포장하고 고열을 가하거나 충격을 가하지 않을 것</li> </ul>
	기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것</li> <li>- 화학사고 발생 시 소방서 및 화학물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학 사고 대응기관에 연락할 것</li> <li>- 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것</li> </ul> <p>[화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조</p>