

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| 유해화학물질등 정보 요약서 | | 이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약은 해당 용도로만 사용하고, 유해화학물질 취급 시에는 그 취급 기준을 준수해야 하며, 판매하는 화학물질이 유해화학물질등에 해당되고, 판매하는 화학물질에 용도제한 등이 있는 경우 이를 그러한 용도로 취급하지 말 것 혹은 그러한 용도로만 취급해야 한다는 것을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다. |
| 판매업 상호(명칭) | 프로메가코리아 유한회사 | |
| 판매업 주소 | 서울시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 에이동 1013호 | |
| 판매업 대표전화 | 1588-3718 | |
| 유해화학물질등 정보 | 물질명 | 염화테트라메틸암모늄 Tetramethylammonium chloride |
| | 고유번호 또는 화학물질식별번호 (CAS No.) | 75-57-0 |
| | 용도 | Laboratory chemicals (시험용 · 연구용 · 검사용 시약) |
| 취급 기준 준수 | 취급시설 | - 밀폐된 작업공간에서 국소배기장치 및 환기설비를 갖추어 취급할 것 - 분진 또는 에어로졸이 발생하지 않도록 주의하여 취급할 것 - 작업장 주변에 비상시를 대비하여 세안대 및 안전샤워기를 설치할 것 |
| | 화학사고 예방 | - 물에 잘 녹는 수용성 고체이므로, 누출 시 물과 함께 확산될 수 있어 하수구 유입을 차단할 것 - 가열 또는 화재 시 염화수소(HCl) 및 질소산화물(NOx) 등의 유해가스가 발생할 수 있으므로 열원, 스파크 및 화염으로부터 격리할 것 - 흡입, 피부 접촉 및 섭취를 피하고, 누출 시 즉시 신선한 공기로 이동하거나 다량의 물로 세척 후 필요 시 의학적 조치를 받을 것 - 강산화제, 강염기, 금속류 등과 반응하므로 접촉을 피하고, 화재 발생 시 적합한 소화제를 사용할 것 |
| | 보관 · 저장 | - 서늘하고 건조하며 통풍이 잘되는 장소에 보관할 것 - 직사광선 및 열원을 피하고, 밀봉 및 잠금장치가 있는 용기에 보관할 것 - 산화제 또는 염기성 물질과 혼합 적재하지 말 것 - 용기를 명확히 라벨링하고, 손상이나 누출이 없도록 관리할 것 |
| | 운반 | - 내수성 밀폐용기를 사용하여 누출이나 습기 유입을 방지할 것 - 충격이나 마찰을 피하고, 운반 중 고온이나 직사광선에 노출되지 않도록 할 것 - 운반 시 유해화학물질 라벨을 부착하고, 산화제 등과 함께 적재하지 말 것 |
| | 기타 | - 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것 - 화학사고 발생 시 소방서 및 화학물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고 대응기관에 연락할 것 - 취급시 유해화학물질 취급기준을 준수하여야 할 것 [화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조 |