

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 유해화학물질 시약 정보 요약서 | | 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. |
| 판매업 상호(명칭) | 프로메가코리아 유한회사 | |
| 판매업 주소 | 서울시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 에이동 1013호 | |
| 판매업 대표전화 | 1588-3718 | |
| 유해화학물질 정보 | 물질명 | 노닐페놀류 Nonylphenol polyethylene glycol ether; nonylphenol ethoxylate |
| | 고유번호 또는 화학물질식별번호 (CAS No.) | 9016-45-9 |
| | 용도 | Laboratory chemicals (시험용 · 연구용 · 검사용 시약) |
| 취급 기준 준수 | 취급시설 | - 필요에 따라 후드 등 국소배기장치에서 취급할 것 - 작업장 부근에 비상시를 대비하여 안전샤워시설 및 세안시설을 설치할 것 |
| | 화학사고 예방 | - 물에 잘 녹지 않는 불용성 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않으며, 가열시 용기가 폭발할 수 있고, 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음 - 소화시 알콜 포말, 건조화학물질, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 - 보호복, 고글형 보안경, 고무장갑, 고무앞치마, 고무장화와 전면보호구 등을 착용 후 취급할 것 - 피부에 접촉했을 때는 오염된 의복이나 신발을 벗기고 즉시 비누와 물로 충분히 씻어낼 것 - 눈에 들어간 경우 다량의 물로 씻어낼 것 |
| | 보관 · 저장 | - 직사광선을 피하고 서늘하고 건조하고 어두운 장소에서 밀폐된 용기나 실린더에 저장할 것 - 물리적 손상으로부터 용기를 보호 할 것 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장할 것 |
| | 운반 | - 운송 시 유해화학물질 라벨 부착 할 것 - 운송 시 가연성 물질과 같이 포장하지 말 것 - 운반·적재·입출고 중에는 내용물이 용기 외부로 유출되지 않도록 포장하고 고열을 가하거나 충격을 가하지 않을 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 |