

avec de l'eau et consulter un spécialiste. Après contact avec la peau, se laver avec de l'eau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

Nocivo per ingestione. Tossico a contatto con la pelle. Provoca ustioni. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso d'incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Safety Symbol



CAS Number 60-24-2

RID/ADR Number 6.1/20b

RTECS Number KL 5600000

EINECS Number 2004646

WGK Number 3

For further information please contact your local Bio-Rad representative, or in the U.S. dial 1-800-4BIORAD

4106069 Rev B

Risk and Safety Information

2-Mercaptoethanol

Harmful if swallowed. Toxic in contact with skin. Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. Wear suitable protective clothing, glove and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately. Show label. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Giftig bei Berührung mit der Haut. Verursacht Verätzungen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen, mit viel Wasser abspülen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Wenn möglich dieses Etikett vorzeigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Nocif en cas d'ingestion. Toxique par contact avec la peau. Provoque des brûlures. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment