

in overeenstemming met EG-Richtlijn 2001/58/EG

Datum van uitgifte 23-apr-2007

Datum van herziening 29-jun-2007

MSDS PN: 4320340
REV. B

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productcode 401446
Product benaming Premix Buffer Concentrate
Handelsnaam Niet toepasselijk

Aanbevolen toepassing Alleen geschikt voor onderzoekstoepassingen. Niet geschikt voor gebruik in diagnostische procedures.

Fabrikant

APPLIED BIOSYSTEMS
7 KINGSLAND GRANGE, WOOLSTON
WARRINGTON, CHESHIRE WA1 4SR
Telephone: +44 1925 82 56 50 (UK)
Fax: +44 1925 28 27 02

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC: +1-703-527-3887 (Internationaal)
1-800-424-9300 (Noord-Amerika)

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Scheikundige aard van het preparaat Mengsel van organische samenstellingen.

Gevaarlijk/niet gevaarlijk

Chemische naam	EINECS-Nr.	CAS-Nr	Gewicht%	Indeling
Azijnzuur	200-580-7	64-19-7	10-30	R10 C;R35

Voor de volledige tekst van de R-termen waarnaar in deze sectie wordt verwezen zie Sectie 16

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig EU-Richtlijn 1999/45/EG.

Indeling

Xi;R36/38
Xi - Irriterend.

Belangrijkste gevaren

Irriterend voor de ogen en de huid.

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Contact met de ogen Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Contact met de huid	Direct wassen met zeep en veel water, gedurende minstens 15 minuten, waarbij besmette kleding en schoenen verwijderd worden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
Inslikken	Mond spoelen. Veel water drinken. GEEN braken opwekken. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Een arts raadplegen.
Inademing	In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Opmerkingen voor de arts	Symptomatisch behandelen.
Bescherming van EHBO'ers	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen

Verneveld water. Kooldioxide (CO₂). Schuim. Poeder.

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden

Geen gegevens beschikbaar.

Bijzondere gevaren

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcilinder en beschermende kleding.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Contact met de huid en de ogen vermijden. Personeel naar veilige plaatsen evacueren. Omstanders op afstand houden van gemorst materiaal/lekken en bovenwinds laten blijven.
Reinigingsmethoden	Indammen. Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel). Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor verwijdering. Na het opruimen, achtergebleven sporen met water wegspoelen.
Methoden van Insluiting	Voorkom verder lekken en morsen voorzover dit veilig kan worden uitgevoerd.
Andere informatie	Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in Paragraaf 7 en 8.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering	Voor voldoende ventilatie zorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Dampen of spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Hanteer overeenkomstig goede industriële hygiëne en veiligheid.
Opslag	De verpakking goed gesloten houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bewaren in vaten, die op de juiste manier zijn geëtiketteerd. Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Niet opslaan in de nabijheid van brandbare stoffen.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Blootstellingslimieten

Chemische naam	EU	Het Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Aziijnzuur 64-19-7	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 37 mg/m ³	VLCT: 10 ppm VLCT: 25 mg/m ³	VLA-EC: 15 ppm VLA-EC; 37 mg/m ³ VLA-EC VLA-ED: 10 ppm VLA-ED; 25 mg/m ³ VLA-ED	

Chemische naam	Italië	Portugal	Nederland	Finland	Denemarken
Aziijnzuur 64-19-7		STEL: 15 ppm TWA: 10 ppm		TWA: 13 mg/m ³ TWA: 5 ppm STEL: 10 ppm STEL: 25 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³

Chemische naam	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Aziijnzuur 64-19-7	STEL: 20 ppm STEL; 50 mg/m ³ STEL MAK: 10 ppm MAK; 25 mg/m ³ MAK	STEL: 20 ppm STEL; 50 mg/m ³ STEL MAK: 10 ppm MAK; 25 mg/m ³ MAK	NDSch: 30 mg/m ³ NDS: 15 mg/m ³	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³

Beheersing van beroepsmatige blootstelling

Technische maatregelen Douches, oogwasstations en ventilatiesystemen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming Bij niet toereikende ventilatie draag adembescherming.
Oogbescherming Gelaatsscherm.
Bescherming van de huid en het lichaam Draag beschermende handschoenen/kleding.
Bescherming van de handen Beschermende handschoenen.
Overige beschermende middelen Oogspoelfles met zuiver water.

Hygiënische maatregelen Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Uitrusting, werkplaats en kleding regelmatig reinigen. Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.

Beheersing van milieublootstelling Het product mag het grondwater niet verontreinigen. Het product niet in de riolering laten komen.

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen	Kleurloos.	Geur	Irriterend, Stekend.
Aggregatietoestand	Vloeistof.	pH	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt	Not flammable.	Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt/traject	No information available.	Smelpunt/traject	No information available.
Ontvlambaarheidsgrenzen in lucht	Geen gegevens beschikbaar.		
Soortelijk gewicht	No information available.	Oplosbaarheid in water	Wateroplosbaar.
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar	Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar.
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar.	Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar.
Gehalte vluchtige organische bestanddelen (VOC)	40	Viscositeit	Geen gegevens beschikbaar.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	Stabiel onder normale omstandigheden.
Te vermijden omstandigheden	Warmte, vlammen en vonken.
Te vermijden substanties	Niet combineerbaar met oxidatiemiddelen. Zuren. Brandbare materialen.
Gevaarlijke ontledingsproducten	Zwaveloxiden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

Productinformatie	Het product levert op basis van bekende of geleverde informatie geen gevaar voor acute toxiciteit..
--------------------------	---

Chronische giftigheid

Irritatie	Irriterend voor de ogen en de huid.
Voortplantingstoxiciteit	Geen gegevens beschikbaar.
Ontwikkelingstoxiciteit	Geen gegevens beschikbaar.
De gevolgen van blootstelling voor omschreven organen	Ogen. Luchtwegen. Huid. Tanden.

12. MILIEU-INFORMATIE

Ecotoxiciteit

Ecotoxische effecten van componenten van de stof.

Chemische naam	Toxiciteit voor algen	Toxiciteit voor vissen	Microtox	Daphnia magna (grote watervlo)
Azijnzuur		LC50= 75 mg/L Lepomis macrochirus 96 h LC50= 88 mg/L Pimephales promelas 96 h	EC50 = 8.8 mg/L 15 min EC50 = 8.8 mg/L 25 min EC50 = 8.8 mg/L 5 min	EC50 = 95 mg/L 24 h

Persistentie en afbraak Geen gegevens beschikbaar.

Mogelijke bioaccumulatie Het product heeft een laag potentieel voor bioconcentratie.

Mobiliteit Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakken verdampen. Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden.

Chemische naam	log Pow
Azijnzuur	-0.31

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval van residuen / niet-gebruikte producten Verwijderen als gevaarlijk afval met in achtnaam van de lokale en nationale wetten en regelgeving.

Verontreinigde verpakking Lege vaten aanbieden voor plaatselijke recycling of storten.

EWC afvalnr 07 07 04
16 05 06

Andere informatie Overeenkomstig de Europese afvalstoffenlijst, de afvalstofnummers zijn niet kenmerkend voor de stof, maar voor de toepassing. Het afvalstofnummer moet worden toegekend door de gebruiker met in achtnaam van de toepassing waarvoor de stof is gebruikt.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

IMDG/IMO

Juiste ladingnaam Acetic acid, solution (Mixture)
Gevaren klasse 8
UN-Nr UN2790
Verpakkingsgroep III
EMS F-A, S-B
Beschrijving UN2790, Acetic acid, solution, 8, PG III, Mixture

RID

Juiste ladingnaam Acetic acid, solution (Mixture)
Gevaren klasse 8
UN-Nr UN2790
Verpakkingsgroep III
Classificatiecode C3
Beschrijving UN2790 Acetic acid, solution, 8, III, RID, Mixture
ADR/RID-Etiketten 8

ADR

Juiste ladingnaam Acetic acid, solution (Mixture)
Gevaren klasse 8
UN-Nr UN2790
Verpakkingsgroep III
Classificatiecode C3
Beschrijving UN2790 Acetic acid, solution, 8, III, ADR, Mixture
ADR/RID-Etiketten 8

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ICAO

UN-Nr	UN2790
Juiste ladingnaam	Acetic acid solution (Mixture)
Gevaren klasse	8
Verpakkingsgroep	III
Beschrijving	Acetic acid solution,8,UN2790,PG III,Mixture

IATA

UN-Nr	UN2790
Juiste ladingnaam	Acetic acid solution (Mixture)
Gevaren klasse	8
Verpakkingsgroep	III
ERG Code	8L
Beschrijving	UN2790,Acetic acid solution,8,PG III,Mixture

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Het preparaat is geclassificeerd als gevaarlijk overeenkomstig EU-Richtlijn 1999/45/EG.

Etikettering

Symbo(o)l(en) Xi - Irriterend.

Xi

**R-zin(nen)**

R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.

S-zin(nen)

S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37 - Draag geschikte handschoenen.

S23 - Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

S60 - Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

Internationale voorraadlijsten

Chemische naam	EINECS	ELINCS	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	China	AICS	KECL
Azijnzuur	200-580-7	-	Present	X	-	X	X	X	X	KE-00013

16. OVERIGE INFORMATIE

Tekst van de R-zinnen die in Sectie 2 worden aangehaald

R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

R10 - Ontvlambaar.

Datum van uitgifte 23-apr-2007

Datum van herziening 29-jun-2007

Herzieningsnotitie Geen gegevens beschikbaar.

Vrijwaringclausule

De informatie in dit VIB is opgesteld naar best vermogen, en geeft de stand van kennis weer op het moment van publicatie. De gegevens zijn weergegeven als richtlijn voor het veilig hanteren, gebruik, opslag, vervoer en verwijdering van de stof, en kunnen niet worden beschouwd als garantiebewijs of kwaliteitsspecificatie. De vermelde gegevens hebben betrekking op de stof als dusdanig, en zijn mogelijk niet meer geldig wanneer de stof wordt gebruikt samen met andere stoffen, of in processen, tenzij aangegeven in de tekst.

Einde van het Veiligheidsinformatieblad