



Datum izdaje 15-Sep-2011

Datum dopolnjene izdaje 11-May-2016

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Ime proizvoda **ANTIMICROBIAL TESTING DISCS**  
Cat No. : **CTS**

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

<b>Družba</b>	Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) 1256 841144	<b>Dobavitelj/distributer</b> Oxoid Ltd. Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Telephone: +44 (0) 1256 841144.
<b>Elektronski naslov</b>	mbd-sds@thermofisher.com	

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Carechem 24: +44 (0) 1865 407333

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

#### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

ni nevarno

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

### 2.2 Elementi etikete

Opozorilna beseda **brezbarvna**

Stavki o nevarnosti

Previdnostni stavki

### 2.3 Druge nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.2 Zmesi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
NONHAZARDOUS	NA		100	-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

<b>Stik z očmi</b>	Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.
<b>Stik s kožo</b>	Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.
<b>Zaužitje</b>	Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.
<b>Vdihavanje</b>	Umaknite se na svež zrak. Če se pojavijo simptomi, takoj poiskati zdravniško pomoč.
<b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b>	Ni razpoložljivih informacij.

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Ni razpoložljivih informacij.

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid.

#### Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov

Ni razpoložljivih informacij.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Gorljiv material.

#### Nevarni proizvodi izgorevanja

Pod običajnimi razmerami ne.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Ravnako ako pri akomkolvek požari použite nezavislý pretlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletnú ochrannú výstroj.

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljajte osebno varovalno opremo. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščajte v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zagotovite zadostno prezračevanje. Nosite osebno varovalno opremo. Izogibajte se stiku s kožo, očmi in oblačili. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higieno in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu. Zaščititi pred vlago.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### **Meje izpostavljenja**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### **Biološke mejne vrednosti**

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### **Metode spremljanja**

OXDCTS

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

**Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL)** Ni razpoložljivih informacij

<u>Način izpostavljenosti</u>	<b>Akutna učinek (lokalne)</b>	<b>Akutna učinek (sistemsko)</b>	<b>Kronicni učinki (lokalne)</b>	<b>Kronični učinki (sistemsko)</b>
Oralno Kožno Vdihavanje				

**Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)** Ni razpoložljivih informacij.

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Osebnna varovalna oprema

**Varovanje oči**

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprta (Standard EU - EN 166)

**Zaščito rok**

Varovalne rokavice

<b>Material za rokavice</b>	<b>Predtja</b>	<b>Debelina rokavice</b>	<b>Standard EU</b>	<b>Rokavica komentarji</b>
Rokavice za enkratno rabo	Glej priporočili proizvajalca	-	EN 374	(minimalna zahteva)

**Zaščita kože in telesa**

Oblačila z dolgimi rokavi

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

**Zaščito dihal**

Če delavec groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

**Obsežna / nujno uporabo**

Pri nezadostnem prezračevanju bodite opremljeni s primernim respiratorjem

**Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo**

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

**Nadzor izpostavljenosti okolja**

Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

**Videz**

**Fizikalni podatki**

Papir disc

**Vonj**

**Mejne vrednosti vonja**

**pH**

Ni razpoložljivih informacij

ni razpoložljivih podatkov

Ni smiselno

OXDCTS

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

Tališče/območje tališča	Ni razpoložljivih podatkov	
Zmehčišče	Ni razpoložljivih podatkov	
Vrelišče/območje vrenja	Ni smiselno	
Plamenišče	Ni smiselno	<b>Metoda</b> - Ni razpoložljivih informacij.
Hitrost izparevanja	ni razpoložljivih podatkov	
Vnetljivost (trdo, plinasto)	Ni razpoložljivih informacij.	
Eksplozivne meje	ni razpoložljivih podatkov.	
<b>Parni tlak</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Parna gostota</b>	ni razpoložljivih podatkov	(Zrak = 1.0)
<b>Merná hmotnosť / Gostota</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Nasipna gostota</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Topnost v vodi</b>	Ni razpoložljivih informacij.	
<b>Topnost v drugih topilih</b>	Ni razpoložljivih informacij.	
<b>Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)</b>		
<b>Temperatura samovžiga</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Temperatura razpadanja</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Viskoznost</b>	ni razpoložljivih podatkov	
<b>Eksplozivne lastnosti</b>	Ni razpoložljivih informacij.	
<b>Oksidativne lastnosti</b>	Ni razpoložljivih informacij.	

## 9.2 Drugi podatki

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

#### **Nevarna polimerizacija** **Nevarne reakcije**

Ne pride do nevarne polimerizacije.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Preprečite tvorbo prahu.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Nobena znana.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pod običajnimi razmerami ne.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

#### **Informacija o proizvodu**

Izdelek na osnovi znanih ali pridobljenih informacij ne prestavlja akutne toksične nevarnosti.

#### **(a) akutna strupenost;**

**Oralno**

Nie klasifikovaný(á)

**Kožno**

Nie klasifikovaný(á)

**Vdihavanje**

Nie klasifikovaný(á)

#### **Toksikoloških podatkov za sestavne dele**

**(b) jedkost za kožo/draženje kože;** Nie klasifikovaný(á)

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

(c) resne okvare oči/draženje;	Nie klasifikovaný(á)
(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; Preobčutljivost pri Koža	Nie klasifikovaný(á) Nie klasifikovaný(á) Nie klasifikovaný(á)
(e) mutagenost za zarodne celice;	As a precaution the product should be treated as a sensitizer Nie klasifikovaný(á)
(f) rakotvornost;	Nie klasifikovaný(á) V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi
(g) strupenost za razmnoževanje;	Nie klasifikovaný(á)
(h) STOT – enkratna izpostavljenost;	Nie klasifikovaný(á)
(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;	Nie klasifikovaný(á)
Ciljni organi	Nobena znana.
(j) nevarnost pri vdihavanju;	Nie klasifikovaný(á)
Simptomi / učinki, akutni in zapozneli	Ni razpoložljivih informacij

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

<b>12.1 Strupenost</b> Ekotoksičnost	Ne vsebuje snovi, ki so znane kot okolju nevarne ali nerazgradljive v napravah za obdelavo odpadne vode.
<b>12.2 Obstočnost in razgradljivost</b>	Naj bi bilo biološko razgradljivo
<b>12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih</b>	Ni razpoložljivih informacij
<b>12.4 Mobilnost v tleh</b>	Ni razpoložljivih informacij.
<b>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</b>	Ni podatkov za odmero.
<b>12.6. Drugi škodljivi učinki</b> Informacija o endokrinem disruptorju Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti	Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

<b>13.1 Metode ravnanja z odpadki</b>	
<b>Opadki iz ostankov / presežnih (neporabljenih) proizvodov</b>	Kemični povzročitelji odpadkov morajo določiti, ali se kemikalija uvrsti zavreči kot nevaren odpadki. Posvetujte se lokalne, regionalne in nacionalne predpise nevarnih odpadkov, da se zagotovi popolno in pravilno razvrstitev.
<b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>	Izpraznite preostalo vsebino. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo. Prazni vsebniki niso za ponovno uporabo.

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

**Evropski katalog odpadkov** V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravnaajo po proizvodih, ampak po uporabi.  
**Drugi podatki** Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod.

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

**IMDG/IMO** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**ADR** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**IATA** ni regulirano

**14.1 Številka ZN**  
**14.2 Pravilno odpremno ime ZN**  
**14.3 Razredi nevarnosti prevoza**  
**14.4 Skupina embalaže**

**14.5 Nevarnosti za okolje** Ni ugotovljenih tveganj

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Potrebni niso nobeni posebni ukrepi

**14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in Kodeksom IBC** Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

**15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes**

**Mezinárodne katalógy** X = navedene

**Nacionalni predpisi**

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb  
Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi

**15.2 Ocena kemijske varnosti**

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-/EUH-izjav je navedeno v 3. poglavju**  
Ni smiselno

OXDCTS

# VARNOSTNI LIST

ANTIMICROBIAL TESTING DISCS

Datum dopolnjene izdaje  
11-May-2016

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**WEL** - Mejna vrednost

**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno

**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

**RPE** - Oprema za zaščito dihal

**LC50** - Smrtna koncentracija 50%

**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka

**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi

**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje

**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka

**PNEC** - Predvidena koncentracija brez učinka

**LD50** - Smrtni odmerek 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### **Reference ključne literature in virov podatkov**

Dobavitelji varnostni list,

Chemadvisor - Loli,

Merck indeks

RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

**ATE** - Akutna strupenost ocena

**VOC** - Hlapne organske spojine

### **Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:**

**Fizikalne nevarnosti** Na podlagi podatkov o preskusih.

**Nevarnosti za zdravje** Metoda izračuna.

**Nevarnosti za okolje** Metoda izračuna.

### **Nasvete o usposabljanju**

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

**Datum izdaje** 15-Sep-2011

**Datum dopolnjene izdaje** 11-May-2016

**Povzetek razlicice** Posodobiti na CLP format.

### **Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006**

#### **Zavrnitev**

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

## **Konec varnostnega lista**