

# Esculine/Gélose

355-4314

## DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé lors de l'étude de l'hydrolyse de l'esculine par les entérobactéries lors du contrôle des produits alimentaires.

## PRINCIPE

Le principe du milieu repose sur l'aptitude de certaines bactéries à hydrolyser l'esculine en rompant la liaison glucosidique libérant du glucose et de l'esculétine. Par sa fonction phénol, l'esculine donne avec des sels de fer une réaction colorée noire.

## PRESENTATION

### Prêt à l'emploi

4,5 ml x 30 tubes

code 355-4314

## CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8 °C.
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

## FORMULE THEORIQUE

Peptone	10 g
Citrate de fer ammoniacal	1 g
Esculine	1 g
Agar	8 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25 °C) final = 7,4 ± 0,2	

## AUTRE(S) PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) NON FOURNI(S)

- Diluant(s)
- Eau distillée

## MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI

(liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751)
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Tout matériel courant d'un laboratoire

## PROTOCOLE

### • Ensemencement et incubation

Ensemencer le milieu par piqure centrale à l'aide d'une pipette Pasteur bouclée chargée de la culture bactérienne (il n'est pas nécessaire de revisser à fond la capsule). Incuber à la température adéquate : 37, 30 ou 22 °C. Observer pendant 5 jours.

## LECTURE ET INTERPRETATION

- Noircissement : réaction positive.
- Absence de noircissement : réaction négative. (Au besoin comparer avec un tube de milieu non ensemencé).

## PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24 H à 37 °C
<i>Enterococcus faecalis</i> var <i>zymogenes</i> ATCC 29212	Croissance + Esculine +
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Croissance + Esculine +
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Croissance + Esculine -
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Croissance + Esculine -

## CONTROLE QUALITE DU FABRICANT

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et il n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée.

## Esculine/Gélose

355-4314

+	+ en général	+ tardif (noircissement en 3-4 jours)	d réaction variable selon les souches	- en général	-
<i>L. monocytogenes</i>					<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>
<i>Streptocoques</i> D,N. <i>Streptocoques</i> non groupables					Autres streptocoques staphylocoques
<i>Ps. Maltophilia</i> <i>Ps. Cepacia</i> <i>Ps. vesicularis</i>	<i>Flavobacterium</i> <i>Xanthomonas</i>	<i>Ps. Pseudomallei</i>			Autres <i>Pseudomonas</i> <i>Alcaligenes</i> <i>Alteromonas</i>
<i>Y. pseudotuberculosis</i> <i>Y. pestis</i> <i>K. pneumonia</i> <i>K. oxytoca</i> <i>E. aerogenes</i> <i>Serratia marcescens</i>	<i>Kl. Ozaenae</i>  <i>Serratia</i> <i>liquefaciens</i>	<i>Levinea</i> <i>malonatica</i>  <i>Levinea</i> <i>amalonatica</i>	<i>E. coli</i> <i>Alkalescens dispar</i> <i>Hafnia alvei</i> <i>E. cloacae</i> <i>E. agglomerans</i> <i>Proteus vulgaris</i> <i>Proteus rettgeri</i>	<i>Y. enterocolitica</i> <i>Citrobacter</i> <i>K.rhinoscleromatis</i>	<i>Salmonella</i> <i>Shigella</i> <i>Edwardsiella</i> <i>Providencia</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Proteus morganii</i>
			<i>Aeromonas</i>		<i>Vibrio</i>

**MOTS CLES**

Esculine / enterobactéries / Produits alimentaires / Recherche / Hydrolyse / Glucose / Esculétine / Sels de fer / Milieu.

Tableau d'interprétation des résultats sur gélose à l'esculine :