

# Mueller-Hinton Hypersalé/Gélose (+ 5 % NaCl)

355-6136

## DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour l'étude de la sensibilité à l'oxacilline des souches de Staphylocoques résistantes.

## PRESENTATION

### Prêt à l'emploi

100 ml x 6 flacons

code 355-6136

## CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

## FORMULE THEORIQUE

Infusion de viande de boeuf  
(déshydraté)

Hydrolysate acide de caséine	4 g
Amidon de maïs	17,5 g
Agar + 5 % NaCl	1,5 g
Eau distillée	10 g
	1000 ml

pH (25°C) final = 7,3 ± 0,1

## MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Boîtes de Pétri stériles (Ø = 90 mm)
- Bain-marie à 100 °C pour la fusion des milieux prêt à l'emploi
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Disques d'oxacilline (code 356-6888)
- Tout matériel courant d'un laboratoire.

## PROTOCOLE

### Ensemencement et incubation

Couler en boîtes de Pétri le milieu fondu et refroidi à 44 - 47°C et laisser sécher 30 minutes à 37 °C.

Ensemencer en surface la souche à tester et déposer les disques d'antibiotiques choisis.

## LECTURE ET INTERPRETATION

La lecture se fera en se reportant à la fiche technique Antibiogrammes Bactérien et Fongique édité par nos laboratoires.

## PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

## PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Résultats à 37°C
<i>Staphylococcus aureus</i> CIP 107399	Resistance

## 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.

## MOTS CLES

Mueller - Hinton hypersalé / Staphylocoques / Sensibilité / Antibiogramme / Oxacilline / NaCl / Milieu.