

Plasma de lapin

355-6352

DOMAINE D'APPLICATION

Le plasma de lapin est utilisé pour la recherche de la coagulase libre des *Staphylococcus aureus*, en contrôle agroalimentaire et contrôle des eaux.

REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

- **NF EN ISO 6888-1 (Octobre 1999)** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le dénombrement des Staphylocoques à coagulase positive (*Staphylococcus aureus* et autres espèces) - Partie 1 : Technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker (IC : V08-014-1)
- **NF EN ISO 6888-3 (Juin 2003)** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le dénombrement des Staphylocoques à coagulase positive (*Staphylococcus aureus* et d'autres espèces) - Partie 3 : Recherche et méthode NPP pour les faibles nombres

EAUX

- **NF T90-421 (Août 2006)** : Essais des eaux - Examens bactériologique des eaux de piscines (Révision de la NF T90-421 : 1989)
- **XP T90-412 (Juin 2006)** : Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Staphylocoques - Méthode par filtration sur membrane

PRESENTATION

Lyophilisat

Coffret de 20 réactions

code 355-6352

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

• Baird Parker / Gélose

90 ml x 6 flacons (code 357-8616)
90 mm x 20 boîtes (code 356-3991)
500 g (code 356-4814)

• Chapman Mannitol (Eaux)/ Gélose

55 mm x 10 boîtes (code 356-3926)
500 g (code 356-4824)

Voir Fiche(s) Technique(s) correspondante(s)

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

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

PROTOCOLE

Voir Fiches Techniques du "Bouillon Staphylocoagulase" et "Bouillon Cœur-cervelle".

PERFORMANCES / CONTROLE QUALITE DU TEST

Recherche de la coagulase pour les souches suivantes :

MICRO-ORGANISME	TEST COAGULASE
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Positive, comparable au témoin
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	Positive, comparable au témoin
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Négative en 24 h
<i>Staphylococcus saprophyticus</i> ATCC 15305	Négative en 24 h

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.