

Cœur – Cervele / Bouillon (BHI)

355-3664
356-4014

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu de culture très nutritif utilisé avec le plasma de lapin pour rechercher la coagulase libre des staphylocoques à coagulase positive à 37°C dans les produits destinés à la consommation humaine ou animale.

REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

- **NF EN ISO 6888-1/A1 (janvier 2004)** : 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
- **NF V08-057-1 (Janvier 2004)** : Microbiologie alimentaire - Méthode de routine pour le dénombrement des Staphylocoques à coagulase positive par comptage des colonies à 37°C - Partie 1 : Technique avec confirmation des colonies. (*en cours de révision*)
- **NF V59-105 (Octobre 1982)** : Gélatine alimentaire - Recherche de *Staphylococcus aureus*
- **FIL 60B (1990)** : Produits laitiers secs - Dénombrement de *Staphylococcus aureus* - Technique du nombre le plus probable
- **FIL 138 (1986)** : Lait sec – Dénombrement du *Staphylococcus aureus* - Technique par comptage des colonies à 37°C
- **FIL 145 (1990)** : Lait et produits à base de lait - Dénombrement de *Staphylococcus aureus* - Technique de comptage des colonies à 37°C
- Méthodes d'analyses bactériologiques pour le contrôle des coquillages (Circulaire DGAL / SVHA/C 88/N°8003 du 28 Avril 1988)

EAUX

- **NF T90-421 (octobre 1989)** : Essais des eaux - Examens bactériologiques des eaux de piscines)
- **XP T90-412 (Juin 2006)** : Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des Staphylocoques - Méthode par membrane filtration
- **NF T90-461/A2 (Mai 2007)** : Qualité de l'eau - Microbiologie - Contrôle qualité des milieux de culture

PRINCIPE

Milieu adapté à la croissance des micro-organismes quel que soit leur mode respiratoire (aérobie et anaérobie).

PRESENTATION

- **Prêt à l'emploi**
10 ml x 25 tubes **code 355-3664**
- **Déshydraté**
500 g **code 356-4014**

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : + 2 - 25°C
- Déshydraté : + 15 - 25°C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement

FORMULE THEORIQUE

Peptone	10 g
Extrait de cervelle	12,5 g
Extrait de coeur	5 g
Chlorure de sodium	5 g
Hydrogénophosphate disodique anhydre	2,5 g
Glucose	2 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,4 ± 0,2	

AUTRES PRODUITS NECESSAIRES NON FOURNIS (liste non exhaustive)

- **Eau distillée**
- **Plasma de lapins**
Pack de 20 tests (code 355-6352)

Cœur - Cervele/Bouillon

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Agitateur de type Vortex
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751) ou ôse bouclée
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de $\pm 1^\circ\text{C}$
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation.

Dissoudre 37 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène (chauffer si nécessaire). Répartir à raison de 5 ou 10 ml par tube. Stériliser à l'autoclave à $121 \pm 1^\circ\text{C}$ pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 37 g/l
500 grammes de poudre permettent de réaliser 13,5 litres de milieu.

PROTOCOLE

• Préparation des échantillons

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

• Recherche présomptive des Staphylocoques à coagulase positive

A effectuer conformément aux normes.

• Ensemencement et incubation

Prélever, à l'aide d'un fil stérile, une partie de chaque colonie caractéristique obtenue sur la gélose de Baird-Parker (*voir Fiche Technique correspondante*), et l'ensemencer dans un tube de bouillon Cœur-Cervele.

Incuber à $37 \pm 1^\circ\text{C}$ durant $24 \pm 2\text{h}$.

Après incubation, réaliser la recherche de la coagulase avec le plasma de lapin (code 355-6352).

(voir Fiche Technique correspondante)

PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

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 commer-

cialisation 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.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Turbidité en 24 h à 37°C
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	+++
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 9144	+++

MOTS CLES

Cœur-Cervele / Coagulase / Bouillon / Milieu.

BIBLIOGRAPHIE

• **CREITZ, PUCKETT (1954):** Am. J. Clin. Path. **24:** 1318-1323.

• **HOWELL (1948):** Public Health reports **63:** 173-178.

• **CHAPMAN and al. (1944):** Am. J. Clin. Path. **9 suppl. 3 :** 20-26.

• **ROSEBURG and al. (1944) :** J. Infect. Dis. **74:** 131-149.

• **HITCHENS (1921):** J. Infect. Dis. **29:** 390-407.