

GÉLOSE / MILIEU D'ISOLEMENT SELECTIF DES DERMATOPHYTES ET AUTRES CHAMPIGNONS**2019/07****1- APPLICATION**

La gélose Sabouraud chloramphénicol actidione (Sabouraud Chloramphenicol Actidione Agar) est recommandée pour **l'isolement des Dermatophytes et autres champignons pathogènes** à partir de prélèvements biologiques particulièrement contaminés par une flore mixte fongique et bactérienne.

2- PRINCIPE

La présence de chloramphénicol inhibe la croissance de la presque totalité des espèces bactériennes. L'actidione inhibe la croissance des champignons saprophytes, mais aussi de certaines levures (*Candida tropicalis*, *Candida glabrata*, *Cryptococcus neoformans*), et de certains *Aspergillus* et *Fusarium*.

Ce milieu est recommandé pour l'isolement des Dermatophytes (*Trichophyton*, *Epidermophyton*, *Microsporum*).

A l'exception de quelques espèces appartenant au genre *Candida* comme *C. tropicalis*, *C. glabrata* qui sont inhibées sur ce milieu, la gélose Sabouraud Chloramphénicol Actidione permet la culture des levures du genre *Candida* (*Candida albicans*, en particulier).

D'autres champignons pathogènes tels que *Sporothricum*, *Histoplasma*, *Blastomyces*, *Coccidioides* peuvent se développer.

3- PRESENTATION

- Milieu prêt à l'emploi (à répartir)
 - 6 flacons de 100 ml code 56559

4- COMPOSITION THEORIQUE (EN G/L D'EAU DISTILLEE)

Cette gélose est préparée selon la formule théorique du milieu C de la Pharmacopée Européenne (1), additionnée de chloramphénicol et d'actidione.

Peptones	10
Glucose	40
Agar	12

5- CONSERVATION

- Milieu prêt à l'emploi (à répartir) : à + 2 - 8°C.

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

6- UTILISATION**Matériel :**

- Matériel fourni : gélose Sabouraud Chloramphénicol Actidione.

Ensemencement :

Tout prélèvement biologique peut être ensemencé sur gélose Sabouraud Chloramphénicol Actidione. Pour la conservation des échantillons biologiques, se référer aux recommandations en vigueur (2).

Incubation :

La température et la durée d'incubation varient selon la nature et le type de champignon recherché.

Ces paramètres sont de la responsabilité de l'utilisateur.

Température :

En règle générale, la température optimale pour la détection des champignons dans les prélèvements biologiques est de 30-35°C.

Lors de la recherche d'espèces fongiques particulières, l'incubation de plusieurs milieux de culture à des températures différentes (25-27°C, 30-35°C...) peut être justifié.

Durée :

La durée d'incubation varie en fonction de la nature du prélèvement et de l'espèce fongique suspectée.

Les recommandations sont généralement les suivantes :

- Pour tout prélèvement dans lequel des levures (excepté *C. neoformans*) sont recherchées : incubation 24 à 72 H avec observation journalière des cultures.
- Pour les prélèvements profonds : incubation 1 à 2 semaines avec examen quotidien des cultures.
- La culture de phanères pour recherche de Dermatophytes nécessite une incubation pendant 3 à 4 semaines avec examen bi-hebdomadaire.
- En cas de suspicion de *C. neoformans* ou de champignon dimorphique dans un L.C.R. ou tout autre prélèvement : incubation pendant 1 mois avec examen quotidien des cultures.

Lecture - Interprétation :

- Après incubation, observer la croissance des micro-organismes
- Réaliser l'identification du/des champignons isolés à partir de colonies bien individualisées : examen morphologique macroscopique et microscopique, tests biochimiques*, tests complémentaires.

*L'identification des colonies de levures (aspect blanc, mat, diamètre 1-2 mm) peut être réalisée à l'aide de la galerie **AuxaColor2** (code 56513).

7- PERFORMANCES / CONTRÔLE QUALITE DU TEST

- Aspect du milieu prêt à l'emploi : gélose limpide ambrée.
- Les performances culturales du milieu Sabouraud Chloramphénicol Actidione sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

SOUCHES	CONDITIONS D'INCUBATION	RESULTAT DE CULTURE
<i>Candida albicans</i> ATCC 26790	24-48H à 30-35°C	Bonne croissance
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	24-48H à 30-35°C	Inhibition
<i>Candida glabrata</i>	24-48H à 30-35°C	Inhibition
<i>Trichophyton rubrum</i>	7 jours à 30-35°C et 7 jours à 20-25°C	Dessus duveteux, revers pigmenté en rouge brun
<i>Trichophyton violaceum</i>	7 jours à 30-35°C et 7 jours à 20-25°C	Bonne croissance, pigment violet
<i>Epidermophyton floccosum</i>	7 jours à 30-35°C et 7 jours à 20-25°C	Aspect poudreux, revers pigmenté en rouge brun
<i>Microsporum canis</i> ATCC 36299	7 jours à 30-35°C et 7 jours à 20-25°C	Bonne croissance, blanc duveteux, revers chamois
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	24-48H à 35-38°C	Inhibition
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	24-48H à 35-38°C	Inhibition

8- CONTRÔLE 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 de produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et 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 par le fabricant.

9- LIMITES D'UTILISATION

- L'actidione pouvant inhiber le développement de certains champignons pathogènes : levures comme *Candida tropicalis*, *Candida glabrata*, *Cryptococcus neoformans*, et moisissures comme *Aspergillus*, il est recommandé d'ensemencer en parallèle un milieu sans actidione.

10- REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Pharmacopée Européenne. EP 9.0.
2. Basic Laboratory Procedures Clinical Bacteriology. World Health Organization. Geneva. 1991. 1st édition.



Bio-Rad
3, boulevard Raymond Poincaré
92430 Marnes-la-Coquette - France
Tel. : +33 (0) 1 47 95 60 00
Fax : +33 (0) 1 47 41 91 33
www.bio-rad.com



2019/07