

# Glossaire

## Termes spécifiques aux secteurs industriels | aux produits

### Anticorps monoclonaux

Anticorps de synthèse de plus en plus utilisés dans le traitement du cancer, des maladies autoimmunes et du VIH.

### Bioréacteur

Systèmes utilisés pour la culture des cellules animales ou humaines dans un milieu nutritif afin d'obtenir les cellules proprement dites, des parties de ces cellules ou bien l'un de leurs métabolites.

### Chromatographie sur membrane

Séparation sélective de mélanges de substances par adsorption sur des membranes spécifiquement modifiées (adsorbent à membrane) dans un système fluide.

### FDA – Food and Drug Administration

Autorité de surveillance du gouvernement américain pour le contrôle et l'autorisation des produits biotechnologiques, pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires ainsi que des denrées alimentaires.

### Fermentation

Procédé technique utilisé pour produire des cellules à l'aide de micro-organismes.

### Membrane

Film ou pellicule mince à base de polymères de structure poreuse utilisé comme composant de base de toutes les applications de filtration.

### Procédé en amont

Terme désignant le processus complet depuis l'isolation et la culture des cellules jusqu'à la récolte finale en passant par le système de banque de cellules et le développement de la culture cellulaire. C'est la partie du bioprocédé dans laquelle les cellules ou lignes cellulaires sont cultivées en bioréacteur (voir Bioréacteurs).

### Procédé en aval

Terme générique utilisé pour désigner les différentes étapes qui suivent le procédé en amont dans la fabrication de produits biopharmaceutiques, notamment la séparation, la purification, la fermentation et la concentration. Pendant le procédé en aval, la masse cellulaire issue du procédé en amont est traitée pour obtenir les critères de pureté ou de qualité recherchés.

### Produits biopharmaceutiques

Les produits biopharmaceutiques sont des médicaments fabriqués en milieux biologiques ou extraits de sources biologiques.

### Purification

Étape du procédé en aval (voir Procédé en aval) impliquant la production des cellules ou organismes à l'origine de la protéine et son isolation de toutes les autres parties de la cellule.

### Technologies à usage unique

Technologies et produits destinés à un usage unique, tels que les filtres ou poches jetables.

### Technologies de gestion des fluides

Technologies et systèmes pour le traitement des fluides biologiques sensibles, par exemple les poches à usage unique pour la préparation, la conservation ou le transport de solutions biopharmaceutiques, de produits intermédiaires ou de produits finaux en vrac.

### Validation

Examen systématique des principales étapes et des équipements durant les phases de développement et de production, y compris du contrôle des produits pharmaceutiques, afin de s'assurer que les produits fabriqués sont fiables et qu'ils peuvent être reproduits avec le niveau de qualité souhaité.

**Économie | Termes financiers****Amortissement**

L'amortissement se réfère exclusivement à l'affectation des écarts d'acquisition réalisée selon la norme IFRS 3 sur les actifs immatériels acquis et à la réduction potentielle du goodwill.

**Charge d'impôt normalisé**

Charges courantes d'impôt basées sur le résultat courant avant taxes et dépréciation des éléments non monétaires.

**EBIT (Résultat opérationnel)**

Résultat avant intérêts et impôts.

**EBITDA**

Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements.

**EBITDA courant**

EBITDA (voir EBITDA) corrigée des éléments non récurrents (voir éléments non récurrents).

**Éléments non-récurrents**

Les éléments non récurrents couvrent essentiellement les dépenses exceptionnelles liées à des projets d'entreprise et aux opérations d'acquisition et d'intégration.

**Flottant**

Actions négociables sur les marchés financiers.

**Flux de trésorerie (Cashflow)**

Solde des entrées et des sorties de trésorerie relatives aux activités opérationnelles d'une entité.

**Gestion de la chaîne logistique**

Mise en place et gestion de chaînes d'approvisionnement intégrées pour l'optimisation de l'ensemble du processus à valeur ajoutée.

**Immobilisations**

Somme des immobilisations incorporelles, corporelles et des actifs financiers.

**Instruments financiers dérivés**

Instruments de couverture pour couvrir les risques de variation des cours des monnaies étrangères et des taux d'intérêt sur les marchés.

**Marge d'EBIT**

EBIT (voir EBIT) rapporté au chiffre d'affaires.

**Marge d'EBITDA**

EBITDA (voir EBITDA) rapporté au chiffre d'affaires.

**Marge d'EBITDA courant**

Marge d'EBITDA opérationnel (voir EBITDA courant) rapporté au chiffre d'affaires.

**Niveau d'investissements**

Dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires.

**Résultat financier normalisé**

Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises.

**Résultat net courant**

Résultat corrigé des éléments non récurrents, hors Amortissement et ajustements pour juste valeur des instruments de couvertures et des effets d'impôts pour chacun de ces éléments.

**Survalueur (goodwill)**

Correspond à la différence entre le prix d'acquisition d'une entreprise ou d'une activité et son actif net. Le goodwill est un actif incorporel.