

Newsletter Octobre 1999

Communiqué de presse

Contact: Vivienne Gaskell
Vice President, Corporate Communications
Tel 32.10 - 47 59 71

Louvain-la-Neuve, Belgium
29 octobre 1999.

IBA reporte son augmentation de capital

IBA annonce qu'en concertation avec ses banquiers, elle a décidé de reporter à l'année prochaine l'augmentation de capital initialement planifiée pour le mois de novembre de cette année.

Malgré son besoin de renforcer sa structure financière en vue de poursuivre sa croissance, IBA reporte cette opération eu égard au climat peu favorable qui règne actuellement sur les marchés boursiers, et plus spécialement en Belgique où toutes les opérations prévues depuis plusieurs semaines ont été reportées à l'an prochain.

Comme le dit Eric de Lamotte, Directeur Financier du Groupe, "Sur le conseil du syndicat de banques qui avait été constitué en vue de cette opération, nous avons jugé prudent de reporter cette augmentation de capital de quelques mois et d'ainsi revenir sur le marché quand celui-ci sera plus réceptif à de telles opérations. D'après nos conseillers, la plupart de leurs clients, fonds de pension ou gestionnaires, se sont effectivement aujourd'hui, pour une grande partie, déjà retirés du marché en avance sur les autres années. Dans ces conditions, même si notre dossier est considéré par tous comme particulièrement intéressant, nous avons décidé de reporter l'opération"

Pour rappel, en l'espace d'un an, IBA a acquis 5 sociétés actives dans ses domaines d'activités de base. Ces acquisitions lui ont permis de se positionner comme un acteur important dans chacun de ces domaines. En stérilisation industrielle effectuée pour compte de tiers, par exemple, IBA est ainsi devenu un groupe représentant 34 % du marché mondial disposant de 35 centres de stérilisation de matériel médical principalement répartis à travers les USA et l'Europe et opérant pour compte des principaux acteurs du secteur.

La stratégie d'acquisitions d'IBA lui a donné les moyens de se transformer en un Groupe d'envergure mondiale prêt à poursuivre ses objectifs de croissance et de renforcer son leadership dans les années à venir.

Plus encore que par le passé, les marchés nouveaux qui s'ouvrent à la société nécessiteront des moyens appropriés pour l'obtention desquels IBA reviendra sur le marché en début de l'année prochaine. En attendant cette opportunité, IBA recourra, si nécessaire, à l'endettement bancaire pour financer des nouveaux investissements en centres de production et d'éventuelles acquisitions.

A court terme, cette expansion se traduit par des dépenses exceptionnelles qui se chiffrent à près de 13 millions EUR (coûts d'acquisition et d'augmentation de capital) prises totalement en charge en 1999 et par l'amortissement de goodwill d'acquisition qui pèseront sur le résultat net de la société en 1999 mais permettront de multiplier par 3 les résultats courants.

L'année 1999 aura donc été une année importante pour IBA qui s'est transformée d'une société de 150 personnes avec un chiffre d'affaires de 40 millions EUR à un Groupe mondial de 1.100 personnes avec un chiffre d'affaires de 150 millions EUR en 1999 (chiffre d'affaire consolidé à partir des dates des acquisitions).

[Pour tout complément d'information, veuillez nous contacter.](#)