



Communiqué de presse |

IBA - RÉSULTATS À MI-ANNÉE 2007 EN CROISSANCE. IMPORTANTS INVESTISSEMENT EN MARKETING ET R&D

Embargo jusqu'à 17h40 (heure belge) – 31 août 2007

- Croissance de 16,8% du chiffre d'affaires et résultat récurrent à 5,6 millions d'euros.
- Ajout d'une commande de Protonthérapie.
- Clôture du litige avec la société Optivus.
- Enregistrement de 11 ventes fermes de systèmes PET & SPECT au 1^{er} semestre 2007 contre 8 pour toute l'année 2006.
- Ouverture de 3 centres de production de FDG et amélioration des marges dans le segment Radioisotopes.

Louvain-la-Neuve, Belgique, 31 août 2007 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IOBAAt.BR and Bloomberg IBAB.BB) a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le semestre clôturé au 30 juin 2007.

CHIFFRES ET ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Pour les six premiers mois de 2007, IBA enregistre :

- Des ventes en croissance de 16,8%, atteignant EUR 96,7 millions.
 - A taux EUR/USD constant, la croissance aurait été de 20,6%.
 - La croissance organique s'élève à 11,7% à taux constant.
- Le résultat récurrent d'EUR 5,6 millions est en hausse de 2,7% comparé aux EUR 5,4 millions du premier semestre de 2006, influencé par :
 - Le dollar : à taux EUR/USD constant, la croissance aurait été de 9,9%.
 - Les investissements en R&D afin d'améliorer encore la position compétitive du groupe ; ceux-ci augmentent sur le premier trimestre de plus d'EUR 3,1 millions, soit près de 67%.
- Un profit net d'EUR 7,1 millions. Pour rappel les résultats de la première moitié de 2006, d'EUR 26,2 millions, étaient très largement influencés par les effets positifs non-récurrents de la reprise d'activités radio-pharmaceutiques de Schering et la reprise de provision sur actifs fiscaux.
- Un carnet de commande (« backlog ») record d'EUR 158 millions en croissance constante depuis plus de 3 ans.

	1er semestre	1er semestre	Variation	
	2007	2006	(EUR '000)	%
	(EUR '000)	(EUR '000)	(EUR '000)	
Ventes & prestations	96.699	82.803	13.896	16,8%
Résultat récurrent	5.577	5.428	149	2,7%
Résultat de la période	7.143	26.242	-19.099	-72,8%

Communiqué de presse |

Par secteurs d'activité, le semestre a été caractérisé par les événements suivants :

PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE RADIOISOTOPES

- Croissance du chiffre d'affaires de 29,5% pour atteindre EUR 39,3 millions au premier semestre 2007 par rapport à EUR 30,3 millions en 2006. Toutefois, à taux de change constant cette croissance aurait été de 40,3%, dont 14,3% de croissance organique.
- Elargissement du réseau de distribution pour la tomographie par émission de positons (PET) :
 - Ouverture de 3 centres de production et distribution de FDG (fluorodéoxyglucose) en Europe : à Udine en Italie, Bruxelles en Belgique et Dinnington au Royaume-Uni.
 - Ouverture d'un centre Européen de R&D et de production de radiopharmaceutiques à Fleurus en Belgique.

TECHNOLOGIES ET EQUIPEMENTS

- Croissance du chiffre d'affaires de 9,5% pour atteindre EUR 57,4 millions au premier semestre 2007 par rapport à EUR 52,5 millions pour la même période en 2006.
- Commande d'un système de protonthérapie pour le centre de la société Procure à Oklahoma City aux Etats-Unis.
- IBA termine les travaux sur son site de Louvain-la-Neuve pour accroître sa capacité de production jusqu'à huit systèmes de protonthérapie par an. IBA est aujourd'hui le leader incontesté du marché international dans le domaine de la thérapie par particules, avec une part de marché de plus de 50%. Douze institutions aux Etats-Unis, en Asie et en Europe ont déjà opté pour un système de protonthérapie équipé de la technologie IBA.
- Des commandes pour 11 cyclotrons PET et SPECT ont été obtenues durant les six premiers mois de 2007, en forte augmentation par rapport à la seule commande enregistrée durant la même période de 2006 et un total de 8 unités pour l'ensemble de l'exercice 2006.
- En Dosimétrie, durant le premier semestre 2007 les tests de validation ont été achevés avec succès pour Compass, le nouvel appareil de dosimétrie développé avec la société RaySearch Laboratories. Le dossier « 510 K » a été déposé pour approbation par la FDA américaine et le lancement commercial est prévu durant l'automne.
- Dans le domaine des accélérateurs à faisceaux d'électrons (accélérateurs industriels E-beam & X-ray de type Rhodotrons® et Dynamitrons®), le semestre a été marqué par la vente d'un Dynamitron® à la société allemande BGS pour l'irradiation de câbles, tuyaux et tubes en plastic. Par ailleurs le développement du prototype destiné au screening de cargos se poursuit comme planifié.

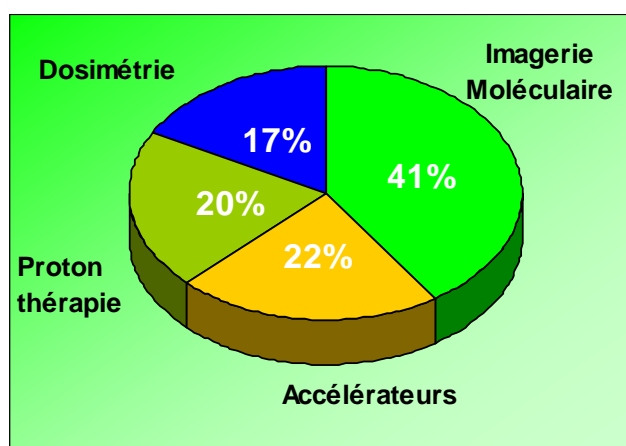
GROUPE

- IBA a ouvert un nouveau siège social asiatique à Pékin en Chine. Ce nouveau site est composé d'une usine et de bureaux qui feront office de siège social pour IBA en Asie.

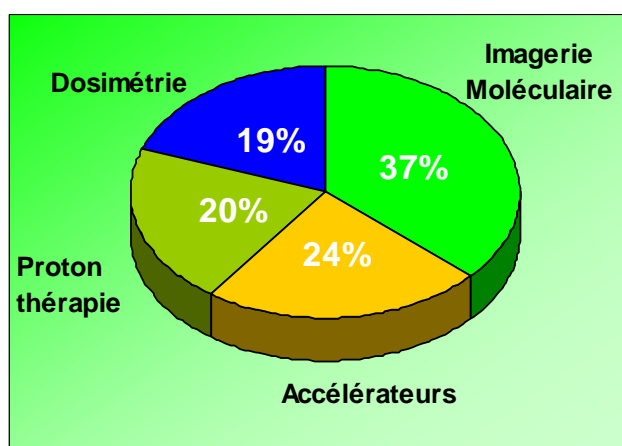
Communiqué de presse |

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR ACTIVITÉS

Premier semestre 2007
EUR 96,7 millions



Premier semestre 2006
EUR 82,8 millions



RÉSULTATS DÉTAILLÉS

Durant les six premiers mois de 2007, IBA affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 16,8% comparé à la même période de l'exercice 2006.

	1er semestre 2007	% du total	1er semestre 2006	% du total	Variance (%)
	à taux 2007 (EUR 000)		à taux 2006 (EUR 000)		
Radioisotopes	39.255	41%	30.322	37%	29,5%
Technologies & Equipements	57.444	59%	52.481	63%	9,5%
Groupe Consolidé	96.699	100%	82.803	100%	16,8%

Le taux de change moyen USD/EUR au premier semestre 2007 s'établissait à \$1,3295 pour 1 Euro contre \$1,2293 pour 1 Euro un an plus tôt, soit une dépréciation du dollar de 8,1%. A taux de change constant, l'augmentation des revenus aurait été de 20,6%. Comme les années précédentes, près de 50% des activités d'IBA sont sous l'influence du dollar américain.



Communiqué de presse |

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

La marge brute s'établit à EUR 31,6 millions en croissance de 24,6% par rapport au premier semestre de 2006. En pourcentage des ventes, la marge brute est de 32,7% en 2007 comparé à 30,6% en 2006. Cette augmentation est essentiellement attribuable à l'amélioration des marges du segment Production et Distribution de Radioisotopes.

Comparées à la même période en 2006, l'accroissement de frais de ventes et marketing (+22,5%) et des frais de recherche et développement (+66,7%) reflète l'investissement stratégique dans ces domaines ainsi que le changement de périmètre résultant de l'intégration des activités rachetées en 2006 à Schering.

IBA affiche pour le premier semestre 2007 un résultat récurrent d'EUR 5,6 millions comparé à EUR 5,4 millions un an plus tôt, soit une progression de 2,7%. A taux EUR/USD constant, cette progression se serait élevée à près de 10%.

AUTRES REVENUS ET CHARGES NON RÉCURRENTS

Les résultats non récurrents pour le premier semestre 2007 représentent une charge d'EUR 0,7 million et résultent principalement de charges et provisions liées à la finalisation du litige Optivus décrit ci-dessous, des reprises d'amortissements sur des équipements précédemment amortis ainsi que des réductions de valeurs sur actifs circulants.

RÉSULTAT FINANCIER

Le résultat financier affiche une charge d'EUR 0,1 million pour le premier semestre 2007 comparé à une charge d'EUR 0,8 million en 2006. L'amélioration de 2007 résulte principalement d'effets positifs enregistrés sur des couvertures d'intérêts et de devises combinés à la position de trésorerie moyenne en hausse par rapport à la même période de l'exercice précédent.

CHARGE FISCALE

Les charges fiscales représentent pour le premier semestre 2007 un produit d'EUR 2,1 millions comparé à un produit d'EUR 10,8 millions pour la même période de 2006. Ces produits résultent principalement de la reconnaissance partielle d'actifs d'impôts différés supplémentaires suite à la révision périodique de l'analyse faite sous les IFRS de la probabilité de leur utilisation future.

QUOTE-PART DANS LE BÉNÉFICE/(PERTE) DES ENTITÉS MISES EN ÉQUIVALENCE

Ce poste qui montre un profit d'EUR 0,2 million est constitué des résultats positifs et négatifs enregistrés dans les différentes sociétés, dont CISBIO, dans lesquelles IBA détient une participation minoritaire mais exerce au sens IFRS du terme un « influence significative ».

BÉNÉFICE NET

Le bénéfice net s'établit à EUR 7,1 millions pour les six premiers mois de 2007 comparé au profit exceptionnel de EUR 26,2 millions pour la même période de 2006, très largement influencé par les éléments non-récurrents de la transaction effectuée avec Schering et par les reprises de provisions fiscales.



Communiqué de presse |

ÉLÉMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 20 août 2007, la société a annoncé qu'Optivus Proton Therapy, Inc. et le Loma Linda University Medical Center ont accepté de se désister de toutes leurs plaintes contre IBA dans le cadre du procès qui dure depuis cinq ans devant le Tribunal régional américain du District central de Californie.

AUTRES ÉLÉMENTS

AGENDA

Publication des résultats annuels au 31 décembre 2007
Assemblée Générale 2008

6 mars 2008
14 mai 2008 à 10h00

PLAN DE STOCK OPTIONS

Comme ce fût le cas les années précédentes, la société compte au cours du second semestre 2007 procéder à l'émission d'un nouveau plan de stock options destiné aux collaborateurs de la société. Dans ce cadre et en vue de limiter l'effet dilutif de ce plan, elle compte procéder directement ou indirectement à des rachats d'actions propres sur le marché.

RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR LES DONNEES COMPTABLES REPRISES DANS LE COMMUNIQUE SEMESTRIEL DE LA SOCIETE ION BEAM APPLICATIONS SA

Nous avons comparé les données comptables reprises dans le communiqué semestriel de Ion Beam Applications SA avec les états financiers intermédiaires résumés et consolidés arrêtés au 30 juin 2007, dont le total du bilan s'élève à € 305.560.000 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice net (participation du groupe) de € 7.143.000. Nous confirmons que ces données comptables ne présentent pas de disparités significatives par rapport aux états financiers intermédiaires résumés et consolidés.

Nous avons émis un rapport de revue limitée relatif à ces états financiers intermédiaires résumés et consolidés, déclarant que, sur la base de notre revue limitée, aucun élément n'a été révélé qui impliquerait que ces états financiers intermédiaires résumés et consolidés ne sont pas présentés, à tous les égards importants, conformément à l'IAS 34 *Information Financière Intermédiaire*, approuvé par l'Union Européenne.

Bruxelles, le 29 août 2007

Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCC
Commissaire
Représentée par

Eric Golenvaux
Associé



Communiqué de presse |

PERSPECTIVES

Pour l'exercice 2007, à taux de change constant, la société réitère sa confiance de pouvoir montrer des résultats récurrents au moins équivalents à ceux de 2006, tout en accélérant sa politique d'investissement en Recherche et Développement et en ventes et marketing.

Elle base ses estimations sur :

1. un carnet de commande d'équipements s'élevant à EUR 158 millions à la fin juin 2007, auquel vient s'ajouter la perspective de la finalisation prochaine de plusieurs contrats ;
2. les estimations de croissance du marché des radiopharmaceutiques PET, surtout le FDG ;
3. les perspectives positives en dosimétrie.

A PROPOS D'IBA

IBA développe des solutions de très haute précision dans le **diagnostic et le traitement du cancer**. L'entreprise offre en outre des solutions de stérilisation et d'ionisation pour optimiser l'hygiène et la sécurité au quotidien. Cotée sur la bourse paneuropéenne EURONEXT, IBA est intégrée au segment de marché NextEconomy et fait partie de l'indice BelMid.

Website : www.iba-worldwide.com

Contact

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations
Tél.: +32 10 47 58 16
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com

COMPTES DE RÉSULTATS CONSOLIDÉS

Chiffres clés

	<u>30/06/07</u>	<u>30/06/06</u>	Variation	
	(EUR '000)	(EUR '000)	(EUR '000)	%
Ventes et prestations	96.699	82.803	13.896	16,8%
Coût des ventes et prestations	65.125	57.459	7.666	13,3%
Marge brute	31.574	25.344	6.230	24,6%
	32,7%	30,6%		
Frais de ventes et marketing	9.139	7.459	1.680	22,5%
Frais généraux et administratifs	9.102	7.803	1.299	16,6%
Frais de recherche et développement	7.756	4.654	3.102	66,7%
Charges récurrentes	25.997	19.916	6.081	30,5%
Résultat récurrent	5.577	5.428	149	2,7%
Autres (revenus)/charges non récurrents - net	688	-11.989	12.677	-105,7%
(Revenus)/charges financières - net	58	835	-777	-93,1%
Résultat avant impôts	4.831	16.582	-11.751	-70,9%
Charge d'impôts	-2.098	-10.822	8.724	-80,6%
Résultat de la période des activités poursuivies	6.929	27.404	-20.475	-74,7%
Bénéfice/(perte) de la période des activités abandonnées	0	-1.030	1.030	-100,0%
Quote-part dans le bénéfice/(perte) des entités mises en équivalence	190	-138	328	-237,7%
Résultat de la période	7.119	26.236	-19.117	-72,9%
Résultat attribuables aux actionnaires du Groupe	7.143	26.242	-19.099	-72,8%
Résultat attribuable aux intérêts minoritaires	-24	-6		
	7.119	26.236		

BILAN CONSOLIDÉ

Chiffres clés	30/06/07	31/12/06
	(EUR '000)	(EUR '000)
ACTIF		
Ecarts de consolidation	27.503	28.100
Autres immobilisations incorporelles	4.037	4.115
Immobilisations corporelles	53.040	46.414
Sociétés mises en équivalence et autres participations	8.494	8.304
Latences fiscales actives	29.201	24.978
Autres créances à long terme	17.017	8.789
Actifs non courants	139.292	120.700
Stocks et commandes en cours d'exécution	34.854	31.194
Créances commerciales	50.819	37.046
Autres créances	13.156	10.044
Autres créances à Court terme	666	284
Trésorerie et équivalents de trésorerie	66.773	67.600
Actifs courants	166.268	146.168
Total de l'actif	305.560	266.868
PASSIF		
Capital souscrit	36.113	35.747
Primes d'émission	114.933	200.899
Actions propres	-256	-256
Réserves	5.643	4.745
Ecarts de conversion	-5.446	-3.922
Résultats reportés	-6.807	-101.384
Capitaux propres et réserves	144.180	135.829
Intérêts minoritaires	476	500
FONDS PROPRES	144.656	136.329
Dettes à long terme	19.313	18.156
Impôts différés et latences fiscales passives	1.928	225
Provisions	12.260	11.813
Autres dettes à long terme	27.191	21.578
Passifs non courants	60.692	51.772
Dettes à court terme	5.323	5.448
Autres dettes financières à court terme	978	0
Dettes commerciales	31.139	23.437
Dettes fiscales	570	441
Autres dettes	62.202	49.441
Passifs courants	100.212	78.767
	160.904	130.539
Total du passif	305.560	266.868