



IBA – HALFJAARRESULTATEN 2007 HOGER. ZWARE INVESTERINGEN IN MARKETING EN R&D

Embargo tot 17.40 uur (Belgische tijd) – 31 augustus 2007

- Omzetgroei van 16,8% en terugkerend resultaat van 5,6 miljoen euro.
- Bijkomende bestelling in protontherapie.
- Afsluiting van het geschil met de firma Optivus.
- Notering van 11 vaste bestellingen voor PET & SPECT-systemen in het eerste halfjaar 2007, tegen 8 over heel 2006.
- Opening van 3 centra voor de productie van FDG en verbetering van de marges in het segment Radio-isotopen.

Louvain-la-Neuve, België, 31 augustus 2007 – IBA (Ion Beam Applications N.V.: Reuters IOBAAt.BR en Bloomberg IBAB.BB) maakte vandaag haar geconsolideerde resultaten bekend voor het halfjaar dat op 30 juni 2007 werd afgesloten.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN EN CIJFERS

In de eerste zes maanden van 2007 noteerde IBA:

- Een verkoopstijging van 16,8%, tot EUR 96,7 miljoen.
 - Bij een gelijkblijvende EUR/USD koers, zou de groei 20,6% hebben bedragen
 - De organische groei komt op 11,7%, bij gelijkblijvende koers.
- Het terugkerend resultaat van EUR 5,6 miljoen steeg met 2,7% ten opzichte van EUR 5,4 miljoen in het eerste kwartaal van 2006, onder invloed van:
 - De dollar: bij gelijkblijvende EUR/USD koers, had de groei 9,9% bedragen.
 - De investeringen in R&D om de concurrentiepositie van de groep nog te verbeteren: deze nemen over het eerste kwartaal met meer dan EUR 3,1 miljoen, of bijna 67%, toe.
- Een nettowinst van EUR 7,1 miljoen. Ter herinnering, de resultaten over de eerste helft van 2006, van EUR 26,2 miljoen, werden sterk beïnvloed door de positieve niet-terugkerende effecten van de overname van de radiofarmaceutische activiteiten van Schering en de terugname van de voorziening op fiscale activa.
- Een recordorderboek (« backlog »), EUR 158 miljoen, dat sinds meer dan drie jaar voortdurend aandikt.

	1ste kwartaal 2007 (EUR '000)	1ste kwartaal 2006 (EUR '000)	Verschil	
			(EUR '000)	%
Verkoop & prestaties	96.699	82.803	13.896	16,8%
Terugkerend resultaat	5.577	5.428	149	2,7%
Resultaat over de periode	7.143	26.242	-19.099	-72,8%

Per bedrijfssector werd het halfjaar door volgende elementen gekenmerkt:

PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN RADIO-ISOTOPEN

- Groei van de omzet met 29,5% om te komen op EUR 39,3 miljoen in het eerste halfjaar 2007, ten opzichte van EUR 30,3 miljoen in 2006. Bij een gelijkblijvende wisselkoers zou deze groei echter 40,3% hebben bedragen, waarvan 14,3% organische groei.
- Uitbreiding van het distributienetwerk voor de positronemissietomografie (PET):
 - Opening van 3 centra voor de productie en de distributie van FDG (fluorodeoxyglucose) in Europa: in Udine in Italië, Brussel in België en Dinnington in het Verenigd Koninkrijk.
 - Opening van een Europees centrum voor R&D en de productie van radiofarmaceutica in Fleurus in België.

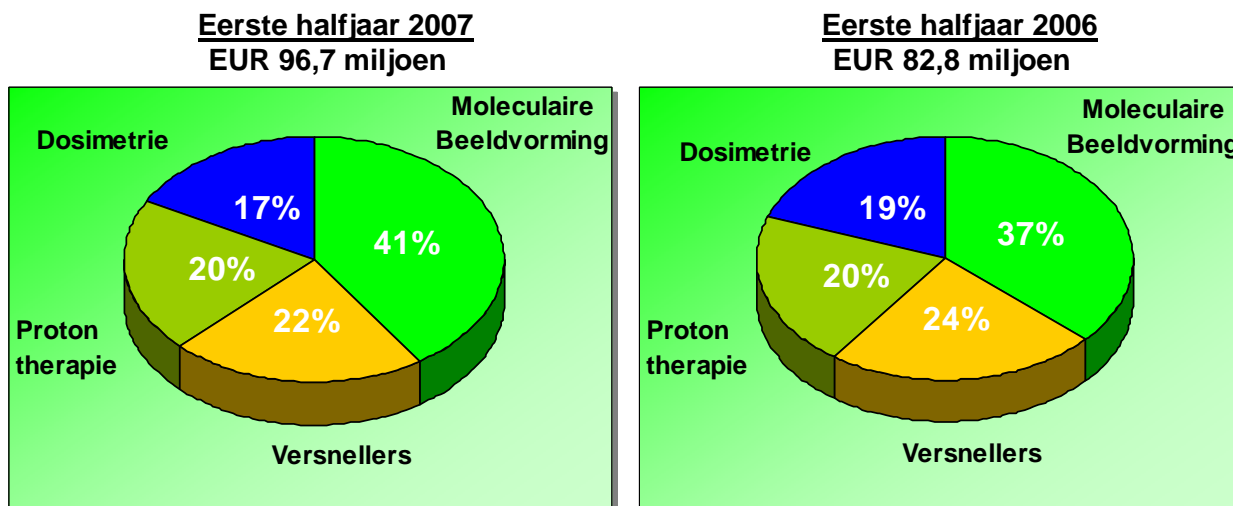
TECHNOLOGIE EN UITRUSTING

- Omzetgroei van 9,5% tot EUR 57,4 miljoen in het eerste halfjaar 2007, tegenover EUR 52,5 miljoen voor dezelfde periode in 2006.
- Bestelling van een protontherapiesysteem voor het centrum van de firma Procure in Oklahoma City, Verenigde Staten.
- IBA voltooit de werken op haar site van Louvain-la-Neuve om haar productiecapaciteit op te trekken tot acht protontherapiesystemen per jaar. IBA is nu de onbetwiste leider op de internationale markt op het vlak van deeltjestherapie, met een marktaandeel van meer dan 50%. Twaalf instellingen in de Verenigde Staten, Azië en in Europa kozen al voor een protontherapiesysteem met de IBA-technologie.
- In de eerste zes maanden van 2007 liepen bestellingen voor 11 PET- en SPECT-cyclotrons binnen, wat een forse stijging is ten opzichte van de één enkele bestelling tijdens dezelfde periode van 2006 en een totaal van 8 units over het hele boekjaar 2006.
- In Dosimetrie werden tijdens het eerste halfjaar 2007 met succes de validatietests afgewerkt voor Compass, het nieuwe dosimetrietoestel dat samen met RaySearch Laboratories werd ontwikkeld. Het dossier « 510 K » werd ter goedkeuring ingediend bij de Amerikaanse FDA en de commerciële start is gepland voor herfst.
- Op het gebied van de versnellers met elektronenbundels (industriële versnellers E-beam & X-ray van het type Rhodotron® en Dynamitron®), werd het halfjaar vooral gekenmerkt door de verkoop van een Dynamitron® aan het Duitse bedrijf BGS voor de bestraling van kabels, buizen en leidingen van kunststof. Daarnaast loopt de ontwikkeling van het prototype voor de screening van vrachten zoals gepland.

GROEP

- IBA opende een nieuwe Aziatische maatschappelijke zetel in Beijing, China. Deze nieuwe site bestaat uit een fabriek en kantoren die dienst zullen doen als maatschappelijke zetel voor IBA in Azië.

UITSPLITSING VAN DE GECONSOLIDEERDE OMZET PER ACTIVITEIT



GEDETAILEERDE RESULTATEN

Over de eerste zes maanden van 2007 toont IBA een omzetgroei van 16,8%, vergeleken met dezelfde periode van het boekjaar 2006.

	1ste halfjaar 2007		1ste halfjaar 2006		Verschil (%)
	tegen koers 2007 (EUR 000)	% van het totaal	tegen koers 2006 (EUR 000)	% van het totaal	
Radio-isotopen	39.255	41%	30.322	37%	29,5%
Technologie & Uitrusting	57.444	59%	52.481	63%	9,5%
Geconsolideerde Groep	96.699	100%	82.803	100%	16,8%

Tijdens het eerste halfjaar 2007 kwam de gemiddelde USD/EUR wisselkoers op \$1,3295 voor 1 euro, tegen \$1,2293 voor 1 euro een jaar eerder, dit betekent een ontwaarding van 8,1% van de dollar. Bij gelijkblijvende wisselkoers had de inkomstenstijging 20,6% bedragen. Net als de vorige jaren wordt bijna 50% van de activiteiten van IBA beïnvloed door de Amerikaanse dollar.

BEDRIJFSRESULTAAT

De brutomarge komt op EUR 31,6 miljoen, een klim van 24,6% ten overstaan van het eerste halfjaar van 2006. In percentage van de verkoop, bedraagt de brutomarge 32,7% in 2007, vergeleken met 30,6% in 2006. Deze verhoging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verbetering van de marges van het segment Productie en Distributie van Radio-isotopen.

Vergeleken met dezelfde periode in 2006 weerspiegelt de toename van de verkoop- en marketingkosten (+22,5%) en van de kosten voor onderzoek en ontwikkeling (+66,7%) de strategische investering op deze gebieden, evenals de wijziging van de perimeter als resultaat van de invoeging van de activiteiten die in 2006 van Schering werden overgekocht.

IBA vertoont voor het eerste halfjaar 2007 een terugkerend resultaat van EUR 5,6 miljoen, vergeleken met EUR 5,4 miljoen een jaar eerder, of een stijging van 2,7%. Bij een gelijkblijvende EUR/USD koers, had deze vooruitgang bijna 10% bedragen.

ANDERE NIET-TERUGKERENDE KOSTEN EN INKOMSTEN

Voor het eerste halfjaar 2007 vertegenwoordigen de niet-terugkerende resultaten een kost van EUR 0,7 miljoen, die vooral voortvloeit uit kosten en voorzieningen in verband met de afronding van het hierna beschreven geschil met Optivus, met de terugnemingen van afschrijvingen op voordien afgeschreven uitrusting, evenals met waardeverminderingen op vlottende activa.

FINANCIEEL RESULTAAT

Uit het financieel resultaat blijkt een kost EUR 0,1 miljoen voor het eerste halfjaar 2007, vergeleken met EUR 0,8 miljoen in 2006. De verbetering van 2007 is grotendeels het gevolg van positieve effecten op dekkingen van intresten en van valuta, in combinatie met de gemiddelde thesauriepositie die hoger ligt ten opzichte van dezelfde periode in vorig boekjaar.

BELASTINGEN

De fiscale lasten bestaan voor het eerste halfjaar 2007 uit een opbrengst van EUR 2,1 miljoen, vergeleken met een opbrengst van EUR 10,8 miljoen voor dezelfde periode in 2006. Deze opbrengsten zijn hoofdzakelijk het resultaat van de gedeeltelijke erkenning van bijkomende activa van uitgestelde belastingen, naar aanleiding van de periodieke herziening van de analyse (volgens de IFRS) van de waarschijnlijkheid van hun toekomstig gebruik.

AANDEEL IN DE WINST (HET VERLIES) VAN DE ENTITEITEN WAAROP VERMOGENSMUTATIE WERD TOEGEPAST

Uit deze post blijkt een winst van EUR 0,2 miljoen, die samengesteld is uit de positieve en negatieve resultaten van de verschillende bedrijven, waaronder CISBIO, waarin IBA een minderheidsparticipatie heeft maar in de zin van de IFRS een 'significante invloed' uitoefent.

NETTOWINST

De nettowinst bedraagt EUR 7,1 miljoen voor de eerste zes maanden van 2007, vergeleken met de uitzonderlijke winst van EUR 26,2 miljoen voor dezelfde periode van 2006, die zeer sterk beïnvloed was door de niet-terugkerende elementen van de transactie met Schering en door de terugnemingen van fiscale voorzieningen.



ELEMENTEN VAN NA DE AFSLUITING

Op 20 augustus 2007 meldde het bedrijf dat Optivus Proton Therapy, Inc. en het Loma Linda University Medical Center toestemden om af te zien van al hun klachten tegen IBA in het kader van het proces dat nu al vijf jaar loopt bij de Amerikaanse regionale rechtbank van het Centraal District Californië.

ANDERE ELEMENTEN

AGENDA

Publicatie van de jaarresultaten per 31 december 2007
Algemene Vergadering 2008

6 maart 2008
14 mei 2008 om 10 uur

STOCK OPTION PLAN

Zoals in de vorige jaren is de vennootschap van plan om in de loop van het tweede halfjaar 2007 over te gaan tot de uitgifte van een nieuw stock option plan voor de bedrijfsmedewerkers. In dit kader en om het verwateringseffect van dit plan te beperken, heeft de vennootschap het voornemen om rechtstreeks of onrechtstreeks eigen aandelen op de markt over te kopen.

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS VERMELD IN HET HALFJAARLIJKS COMMUNIQUE VAN ION BEAM APPLICATIONS NV

Wij hebben de boekhoudkundige gegevens in het halfjaarlijks persbericht van Ion Beam Applications NV vergeleken met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten per 30 juni 2007, die afsluiten met een balanstotaal van € 305.560.000 en met een netto winst (aandeel van de groep) over het semester van € 7.143.000. Wij bevestigen dat deze boekhoudkundige gegevens geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten.

Bij deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten hebben wij een verslag van beperkt nazicht afgeleverd waarin wij verklaren dat, op basis van ons beperkt nazicht, niets erop wijst dat deze tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële staten niet in alle materiële opzichten zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 *Tussentijdse Financiële Verslaggeving*, zoals goedgekeurd voor toepassing in de Europese Unie.

Brussel, 29 augustus 2007.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV
Commissaris
Vertegenwoordigd door

Eric Golenvaux
Vennoot



VOORUITZICHTEN

Voor het boekjaar 2007 bevestigt de vennootschap, bij gelijkblijvende wisselkoers, haar vertrouwen om terugkerende resultaten te kunnen voorleggen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van 2006, terwijl ze tegelijk haar beleid van investeringen in Research en Development en in verkoop en marketing opdrijft.

Ze baseert haar ramingen op:

1. een orderboek voor uitrusting ten belope van EUR 158 miljoen, eind juni 2007, waar nog het vooruitzicht bijkomt van de nakende afronding van een aantal contracten;
2. de ramingen van de groei van de markt van de PET-radiofarmaceutica, vooral FDG;
3. de positieve vooruitzichten in dosimetrie.

OVER IBA

IBA werkt ontwikkelingen met een hoge precisie uit voor de **diagnose en de behandeling van kanker**. Het bedrijf biedt bovendien oplossingen in sterilisatie en ionisatie, met het oog op een optimale hygiëne en veiligheid in het dagelijks leven. IBA is genoteerd op de pan-Europese beurs EURONEXT, is opgenomen in het NextEconomy marktsegment en maakt deel uit van de BelMid-index.

Website: www.iba-worldwide.com

Contactpersoon

IBA

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

GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING

Sleutelcijfers

	<u>30/06/07</u>	<u>30/06/06</u>	Variation	
	(EUR '000)	(EUR '000)	(EUR '000)	%
Omzet	96,699	82,803	13,896	16.8%
Kostprijs van verkochte goederen	65,125	57,459	7,666	13.3%
Bruto marge	31,574	25,344	6,230	24.6%
	32.7%	30.6%		
Verkoop- en marketingkosten	9,139	7,459	1,680	22.5%
Algemene en administratiekosten	9,102	7,803	1,299	16.6%
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	7,756	4,654	3,102	66.7%
Terugkerende kosten	25,997	19,916	6,081	30.5%
Terugkerende resultaat	5,577	5,428	149	2.7%
Andere niet-terugkerende (opbrengsten)/kosten - netto	688	-11,989	12,677	-105.7%
Financiële (opbrengsten)/kosten - netto	58	835	-777	-93.1%
Resultaat voor belastingen	4,831	16,582	-11,751	-70.9%
Belastingen op het resultaat	-2,098	-10,822	8,724	-80.6%
Resultaat van voortgezette bedrijfsactiviteiten	6,929	27,404	-20,475	-74.7%
Resultaat van beëindigde bedrijfsactiviteiten	0	-1,030	1,030	-100.0%
Aandeel in de resultaat van ondernemingen gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode	190	-138	328	-237.7%
Resultaat van de periode	7,119	26,236	-19,117	-72.9%
	7,143	26,242	-19,099	-72.8%
Minderheidsbelangen	-24	-6		
	7,119	26,236		

GECONSOLIDEERDE BALANS

Sleutelcijfers	30/06/07	31/12/06
	(EUR '000)	(EUR '000)
ACTIVA		
Goodwill	27,503	28,100
Immateriële activa	4,037	4,115
Materiële vaste activa	53,040	46,414
Investerings verwerkt volgens de vermogensmutatiemethode en andere deelnemingen	8,494	8,304
Uitgestelde belastingvorderingen	29,201	24,978
Handelsvorderingen op lange termijn	17,017	8,789
Vaste activa	139,292	120,700
Voorraden en bestellingen in uitvoering	34,854	31,194
Handelsvorderingen	50,819	37,046
Andere vorderingen	13,156	10,044
Anderen financiële instrumenten	666	284
Geldmiddelen en kasequivalenten	66,773	67,600
Vlottende activa	166,268	146,168
Totaal der activa	305,560	266,868
PASSIVA		
Geplaatst kapitaal	36,113	35,747
Uitgiftepremies	114,933	200,899
Eigen aandelen	-256	-256
Reserves	5,643	4,745
Omrekeningsverschillen	-5,446	-3,922
Overgedragen resultaten	-6,807	-101,384
Eigen vermogen	144,180	135,829
Minderheidsbelangen	476	500
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	144,656	136,329
Financiële schulden op lange termijn	19,313	18,156
Uitgestelde belastingverplichtingen	1,928	225
Voorzieningen	12,260	11,813
Andere verplichtingen op lange termijn	27,191	21,578
Langlopende verplichtingen	60,692	51,772
Financiële schulden op korte termijn	5,323	5,448
Afgeleide financiële instrumenten	978	0
Handelsschulden	31,139	23,437
Fiscale schulden	570	441
Andere verplichtingen	62,202	49,441
Kortlopende verplichtingen	100,212	78,767
Total du passif	160,904	130,539
Totaal der passiva	305,560	266,868