



Press Release |

IBA ONDERTEKENT EEN AKKOORD MET LMI VOOR DE DISTRIBUTIE VAN 2 RADIOFARMACEUTISCHE PRODUCTEN INEUROPA

Embargo tot 17.40 uur (Belgisch uur) – 30 juli 2008

Louvain-la-Neuve, België, 30 juli 2008 – IBA (Ion Beam Applications S.A.: Reuters IBAB.BR en Bloomberg IBAB.BB) heeft vandaag bekendgemaakt dat er een akkoord ondertekend werd met Lantheus Medical Imaging, Inc (LMI) van North Billerica, Massachusetts, over de exclusieve distributie van Cardiolite® en Neurolite® in meerdere Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Dit distributieovereenkomst zal ingaan op 1 september 2008 en zal een neutrale bijdrage leveren in het nettoresultaat van IBA in 2008, maar zal de rendabiliteit in 2009 verhogen. De jaarlijks verwachte omzet voor de twee producten overschrijdt 10 miljoen EURO, maar zal in de loop der jaren verminderen naarmate concurrerende nieuwe generieke producten op de markt gebracht worden.

Cardiolite® is een kit voor de voorbereiding van Technetium Tc99m Sestamibi for Injection, dat gebruikt wordt voor de beeldvorming voor myocardiële perfusie (algemeen bekend als nucleaire stresstesting). Neurolite® is een kit voor de voorbereiding van Technetium Tc99m Bicisate for Injection en wordt gebruikt voor de cerebrale scintigrafie.

"Dit akkoord vertegenwoordigt een bijkomende stap in de expansie van onze leiderspositie in het domein van de radiofarmaceutische producten. Wij zijn reeds de grootste leverancier ter wereld van PET-radiofarmaceutica die vooral gebruikt worden in de oncologie en deze overeenkomst met LMI versterkt IBA's positie op de markten van de cardiologie en de neurologie. Het verheugt ons ten zeerste onze samenwerking te kunnen versterken", verklaarde Pierre Mottet, Chief Executive Officer van IBA.



Press Release |

Over de LANTHEUS MEDICAL IMAGING

Lantheus Medical Imaging, Inc., al 50 jaar lang de wereldleider op het gebied van diagnostische geneeskunde, heeft zich geëngageerd voor de promotie van het domein van de diagnostische beeldvorming en wil daarin investeren. Het bewezen succes van de onderneming in het ontdekken, ontwikkelen en het op de markt brengen van innovatieve medische beeldvormende stoffen biedt een stevig platform voor de doorbraak van nieuwe instrumenten voor de diagnostiek en de behandeling van ziekten. De onderneming bezit leidende merken op het gebied van de cardiale beeldvorming zoals Cardiolite® (Kit voor de voorbereiding van Technetium Tc99m Sestamibi for Injection), DEFINITY® Vial For (Perflutren Lipid Microsphere) Injectable Suspension, en TechneLite® (Technetium Tc99m Generator). De onderneming telt bijna 700 medewerkers in de hele wereld. Ze heeft haar maatschappelijke zetel in North Billerica, Massachusetts en beschikt over dochterondernemingen in Puerto Rico, Canada, en Australië. Voor meer informatie, zie www.lantheus.com.

Over IBA

IBA ontwikkelt precisieoplossingen voor de diagnostiek en de behandeling van kanker. De onderneming biedt bovendien oplossingen op het gebied van sterilisatie en ionisatie om de hygiëne en de veiligheid in het dagelijkse leven te bevorderen. IBA staat genoteerd op de Paneuropese beurs EURONEXT en maakt deel uit van de BelMid-index.

Website: <http://www.iba-worldwide.com>.

Contact:

IBA

Paul-Emmanuel Goethals
Director, Corporate Business Development
& Investor Relations
Telefoon: +32 10 47 58 90
paul-emmanuel.goethals@iba-group.com