

Standard Terms and Conditions of Sales of Goods and Services for The Netherlands

Dutch translation of the GTC for convenience purposes below (pages 17-35).

PART I- GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1) ACCEPTANCE, SCOPE AND STRUCTURE OF THESE TERMS

- a) These general terms and conditions of sale ("GTC") apply to the sale of the Goods (as hereinafter defined) and Services (as hereinafter defined) as set out in the Quotation provided by the Sartorius entity ("Sartorius"), to which these terms are appended (the "Quotation"). The Quotation defines the Price, Delivery and any other special conditions which will apply. Sartorius shall supply and the Customer (as hereinafter defined) agrees to purchase the Goods and (if applicable) the Services in accordance with and on the basis of these GTC which together with the Specifications (as hereinafter defined) and the Quotation constitutes the "Agreement".
- b) The Agreement comprise the entire agreement between the parties, and supersede all prior or contemporaneous understandings, agreements, negotiations, representations and warranties, and communications, both written and oral. This Agreement prevails over any of Customer's general terms and conditions of purchase regardless whether or when Customer has submitted such other terms. Fulfilment of Customer's order does not constitute acceptance of Customer's terms and conditions and does not serve to modify or amend this Agreement.
- c) These GTC contain three (3) parts (each, a "Part" and collectively the "Parts"). Part I contains "General Terms and Conditions," which shall be applicable to all sales of Goods and Services. Part II of this Agreement contains "Terms and Conditions for Sale of Goods," which shall be applicable to the sales of Goods, as the case may be, in addition to the provisions of Section I. Part III of this Agreement contains "Terms and Conditions Sale of Services," which shall be applicable to sales of Services, as the case may be, in addition to the provisions of Section I.

- d) Any of the following shall constitute Customer's unqualified acceptance of these GTC: (i) written acknowledgement of these GTC; (ii) issuance or assignment of a purchase order for the Good(s) or Services thereunder; (iii) acceptance of any shipment or delivery of Good(s) or provision of Services thereunder; (iv) payment for any of the Good(s) or Service(s); (v) the date when Customer has downloaded or installed a Software or (vi) any other act or expression of acceptance by Customer. Notwithstanding anything herein to the contrary, if a written contract signed by both parties is in existence covering the sale of the Goods or Services covered by the Quote, the terms and conditions in such contract shall prevail to the extent they are inconsistent with these GTC.
- e) These GTC shall only apply vis-à-vis commercial customers and with respect to commercial transactions.
- f) No variation to these GTC shall be binding unless agreed in Writing between the authorized Representatives of the Customer and Sartorius.

2) DEFINITIONS

In these GTC:

"Affiliate" means any individual or entity directly or indirectly (i) controlling, (ii) controlled by, or (iii) under common control with the ultimate parent company of such Party. For purposes of this definition, "control" means the direct or indirect ownership of more than fifty percent (50%) of the outstanding voting rights, or the right to control the policy decisions of the respective entity.

"Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday or any day which is a public holiday or any day on which banking institutions are authorized or required by law or other governmental action to close.

"Confidential Information" means any information disclosed in writing, orally, electronically or in any other form (tangible or intangible) that is confidential or proprietary in nature concerning the other Party and/or its Affiliates, including, without limitation, any details of its business, affairs, customers, clients, suppliers, plans, strategy or products (either existing or under development).

"Consumables" mean the disposable supplies or consumable products which Sartorius is to supply in accordance with this Agreement.

SARTORIUS

"Customer" means the person or entity who accepts the Quotation of Sartorius for the sale of the Goods or Services, or whose order for the Goods or Services is accepted by Sartorius.

"Delivery Location" means the location specified in the Quotation to which Sartorius shall procure the delivery of the Goods.

"Equipment" shall mean the equipment for the biopharmaceutical, chemical, food and beverage industries and academic sector, which Sartorius is to supply and install in accordance with the Quotation and the Agreement.

"Force Majeure" means any event outside the reasonable control of either Party and shall include, without limitation, war, threat of war, revolution, terrorism, riot or civil commotion, strikes, lockout or other industrial action, blockage or embargo, acts of, or restrictions imposed by Government or public authority (including but not limited to shelter-in-place orders), failure of supply of water, power, fuels, transport, equipment or other deliverables or services, explosion, fire, radiation, flood, natural disaster or adverse weather conditions, pandemic, epidemic, or Acts of God.

"Goods" means the goods (including any instalment of the goods or any parts for them) which Sartorius is to supply in accordance with this Agreement and shall include, where the context so requires, Consumables, Equipment, Instrument, System, and/or Software.

"Goods Warranty Period" shall mean the period which begins on the Goods delivery date to the Delivery Location and ends one (1) year after the delivery date; or, in the case of Consumable, ends the earlier of: (i) one (1) year after the delivery date; or (ii) the expiration of the shelf life of such Consumable. If the Goods delivered are devices Sartorius or its contractors installs at the Customer site, the warranty period starts at the time of completion of installation, but in no event later than two (2) months after delivery.

"GTC" means the standard terms and conditions set out in this document and (unless the context otherwise requires) includes any special terms and conditions agreed in writing between the Customer and Sartorius.

"Intellectual Property" means patents, patent applications, designs, Inventions (as hereinafter defined), invention disclosures, trade secrets, know-how, registered and unregistered copyrights, works of authorship, computer software programs, data bases, trademarks, service marks, trade names and trade dress and any similar proprietary rights and any licenses or user rights related to the foregoing.

"Invention" means any new device, design, product, computer program, article, method, process, or improvement or alteration thereon, whether or not patentable, copyrightable, and protectable under any applicable mask works law, protectable as a trade secret or protectable under any similar law.

"Object to Be Serviced" means any object on which the Services are to be performed, including, but not limited to, Goods.

"Price" means the price for the Goods determined in accordance with the Quotation and "Prices" shall be interpreted accordingly.

"Quotation" means the Quotation prepared by Sartorius and issued to the Customer.

"Representatives" means Sartorius and Customer's respective employees, agents, consultants, officers, subcontractors and Affiliates.

"Services" means the repairs, preventative maintenance, relocations, retrofits, upgrades, installations, calibrations and validation services, together with any spare parts utilized in connection with the foregoing, in connection with Goods and other objects.

"Services Warranty Period" means the period which begins on the day of completion of performance the Services and ends ninety (90) days later or such longer period as may be specified by Sartorius to Customer in Writing in the Quotation.

"Software" means any proprietary software developed by Sartorius to implement the specified functionality but excludes operating systems, networking software, standard database packages, standard peripheral interface software and any third-party software.

"Specification" means the description of the Goods and Services and attached to the Quotation or otherwise provided to the Customer by Sartorius in Writing.

"System" means Goods which includes the physical equipment Sartorius is to supply in accordance with this Agreement together with (to the extent applicable) the Software and any other deliverables specified in the Quotation.

"Term" means the period beginning on Customer's unqualified acceptance of these GTC, through the earlier of: (i) the time period set forth in the Quotation or (ii) as set forth in the key code if Sartorius is licensing a Software.

"Writing" means any written communication by letter or by e-mail.

Any reference in these GTC to any provision of a statute shall be construed as a reference to that

provision as amended, re-enacted or extended at the relevant time.

The headings in these GTC are for convenience only and shall not affect their interpretation.

3) BASIS OF THE SALE

- a) Sartorius shall sell and the Customer shall purchase the Goods or Services in accordance with any written Quotation of Sartorius which is accepted by the Customer, or any written order of the Customer which is accepted in Writing by Sartorius, subject in either case to these GTC, which shall govern the Agreement to the exclusion of any other terms and conditions subject to which any such Quotation is accepted or purported to be accepted, or any such order is made or purported to be made, by the Customer. Oral agreements shall only become valid when Sartorius confirms the same in Writing.
- b) Sartorius's employees or agents are not authorized to make any representations concerning the Goods or Services unless confirmed by Sartorius in Writing. In entering into the Agreement, the Customer acknowledges that it does not rely on, and waives any claim for breach of any such representations which are not so confirmed.
- c) Any advice or recommendation given by Sartorius or its employees or agents to the Customer or its employees or agents as to the storage, application or use of the Goods which is not confirmed in Writing by Sartorius is followed or acted upon entirely at the Customer's own risk, and accordingly Sartorius shall not be liable for any such advice or recommendation which is not so confirmed. Marketing and other promotional material relating to the Goods or Services are illustrative only and do not form part of the Agreement. The Customer agrees that, in submitting an order, it has not relied on any representation or statements by Sartorius other than those expressly set out in the Agreement.
- d) Any typographical, clerical or other error or omission in any sales literature, Quotation, price list, acceptance of offer, invoice or other document or information issued by Sartorius, including Sartorius's website, shall be subject to correction without any liability on the part of Sartorius.

4) ORDERS

- a) Sartorius does not represent, warrant or undertake that all of the Goods will be available for order at all times, or until an order is accepted, that Sartorius can supply the volumes requested.
- b) No order which has been accepted by Sartorius may be cancelled by the Customer except with the agreement in Writing by Sartorius and on terms that the Customer shall indemnify Sartorius in full against all loss (including loss of profit), costs (including the cost of all labour and materials used), damages, charges and expenses incurred by Sartorius as a result of cancellation.
- c) Sartorius' Quotation that do not include any acceptance deadline may be revoked by Sartorius unless Sartorius receives written confirmation of acceptance by the Customer within three (3) weeks with effect from the Quotation date.

5) PRICE

- a) The Price shall be as stipulated in the Quotation, or in the event of the Quotation being silent on the matter, in accordance with the then current list prices of Sartorius.
- b) Except as otherwise stated under the terms of any Quotation and unless otherwise agreed in Writing between both the Customer and Sartorius, all Prices are given by Sartorius on a CPT INCOTERMS 2020 basis. The Customer shall be liable to pay Sartorius's charges for transport, packaging, freight and insurance.
- c) All Prices are exclusive of Value Added Tax (or equivalent sales tax) sales, withholding or other tax (other than income tax to which Sartorius may be subject), which shall be payable in addition by the Customer. If any amount due under the Agreement is subject to such Value Added Tax, sales, withholding or any other tax which has the effect of reducing the amount of money which Sartorius would have been entitled to receive or retain from the Customer under the Agreement but for such tax, the Customer will, at Sartorius's request, pay to Sartorius such additional sum at the rate for the time being prescribed by law for that tax. Customers within the EU shall be obligated to indicate their Value Added Tax identification number.

d) The Price set forth in the Quotation includes the cost of labor, travel and parts, provided that the Service is performed during the hours covered in these GTC. Charges for services or goods not covered by the Agreement will be invoiced separately at the time of occurrence or delivery and at the prevailing rates.

6) TERMS OF PAYMENT

a) Subject to any additional or other terms agreed in Writing by Customer and Sartorius, Sartorius shall be entitled to invoice Customer for the Price of the Goods and Services on or at any time after delivery of the Goods or performance of the Services. Notwithstanding the foregoing, in the event the Goods are to be picked up by the Customer or the Customer does not accept delivery of the Goods in accordance with the Quote, in addition to the Price outlined in the Quotation, Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for:

- i) a stocking fee, which may amount ten per cent (10%) of the Price, per month and for a maximum of two (2) months, after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection or (as the case may be) Sartorius has tendered delivery of the Goods;
- ii) the Price of the Goods if, two months after Sartorius has first notified the Customer that the Goods are ready for collection or (as the case may be) Sartorius has first tendered delivery of the Goods, the Goods are still stored by Sartorius.

b) The Customer shall pay the Price in the invoicing currency within 30 days of the date of Sartorius's invoice, subject to credit, notwithstanding that delivery or performance may not have taken place and the property in the Goods has not passed to the Customer.

c) If the Customer fails to make any payment on the due date then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to: (i) cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performance to the Customer; and (ii) charge the Customer interest (both before and after any judgement) on the amount unpaid, at highest rates allowed by the law governing this Agreement, until payment in full is made. Interest will accrue on a daily basis and apply from the due date for payment until actual payment is made in full, whether before or after judgement.

d) All payments shall be paid in full and cleared funds without any deduction or set-off or counter claim in accordance with the payment terms on the Quotation.

e) Sartorius may require from the Customer that the latter provide as security for payment, two (2) weeks before the delivery date, an irrevocable and confirmed letter of credit, a banker's bond or a bank guarantee. The assertion of any rights of retention or offsetting any Customer counterclaims that are not acknowledged by Sartorius, have not been established by final court decision and are not yet ready for a decision in a legal dispute shall not be permitted.

f) Sartorius is not obliged to accept any checks or bills of exchange as method of payment. Acceptance of such payment methods must be agreed upon beforehand and shall occur in any case only on account of performance and will not be considered as performance in full discharge of an obligation. Any related costs will be borne by Customer. Credit notes from checks and bills of exchange will occur by deducting any costs and subject to receipt at the value on the day Sartorius has access to the equivalent value.

7) LIABILITY

a) Except in respect of death or personal injury caused by Sartorius's negligence, Sartorius shall not be liable to the Customer by reason of any representation, or any implied warranty, condition or other term or any duty, or under the express terms of the Agreement, for any consequential loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims for consequential compensation whatsoever (and whether caused by the negligence of Sartorius, its employees, Affiliates or agents or otherwise) which arise out of or in connection with the execution of the Agreement, except as expressly provided in these Conditions.

b) Sartorius shall not be liable for the correct choice of Goods for the purpose intended in the individual case and for the correct linkage of such Goods to one another or to items of the Customer. This shall be the sole responsibility of the Customer or of such person who links and installs the Goods on behalf of Customer. Sartorius disclaims any and all liability for faulty and/or false connections of Goods and for any use that is non-compliant to applicable law in the country of use.

- c) Sartorius shall not be liable to the Customer or be deemed to be in breach of the Agreement by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any of Sartorius's obligations under the Agreement, if the delay or failure was due to any Force Majeure event.
- d) To the fullest extent permitted by law, and notwithstanding anything contained in the Agreement to the contrary, Sartorius's total aggregate liability under, or in connection with this Agreement, whether arising in tort (including negligence), contract or in any other manner will not exceed, in total, the lesser of: i) Customer actual direct damages; or ii) the Price which Customer has paid Sartorius for the Goods or Services giving rise to such claim.
- e) Without prejudice to clause 7(i) Sartorius shall not be liable to the Customer for any (i) loss of profit or revenues; (ii) loss of or damage to data or information systems; (iii) loss of contract or business opportunities; (iv) loss of anticipated savings; (v) loss of goodwill; or (vi) any indirect, special or consequential loss or damage.
- f) Neither Party will be liable to the other for any breach of this Agreement to the extent that such breach is caused by a breach of this Agreement by the other Party.
- g) Sartorius shall have no liability whatsoever for any damages suffered, directly or indirectly, by any person as a result of (i) the operation or the use of Goods in combination with any other hardware or software not supplied by Sartorius; (ii) any modification to the Goods or any of its components, including without limitation, the Software, made by the customer or any third party; (iii) use of any third party software provided by Sartorius hereunder; and/or (iv) any words, description, trademarks, devices and other matters printed on the Goods at the Customer's request or in accordance with the Customer Specification.
- h) In the event that the Goods supplied under this Agreement are Goods which form a System, the Customer shall indemnify and hold Sartorius harmless from and against any claim or threatened claim for damages, penalties, costs and expenses (including reasonably attorneys' fees) arising, directly or indirectly from (i) the manufacture, use, sale, distribution, marketing or commercial exploitation of any pharmaceutical product or other substance or derivation by the Customer using the System; or (ii) modification of the System by the Customer or any third party.
- i) Save where Sartorius or its Representatives are negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless from all claims against Sartorius brought by the Customer's own Representatives resulting from personal injury or death or loss of property which arise whilst at Sartorius' premises or while the Customer's Representatives are interfacing with, or assisting Sartorius in its work (if any) at the Customer's site

8) TERMINATION

- a) This Agreement may be terminated immediately by either Party serving notice in writing to the other Party where the other Party: (i) commits a material breach of this Agreement and such breach, if remediable, is not remedied within twenty (20) Business Days of receiving written notice to do so; or (ii) becomes insolvent or becomes the subject of any proceeding under any bankruptcy, insolvency or liquidation law, or is otherwise unable to pay its debts as they generally become due; or (iii) becomes subject to property attachment, court injunction or court order which has a material adverse effect on its operations; or (iv) makes an assignment for the benefit of its creditors otherwise than pursuant to the provision of finance or credit in the ordinary course conduct of its ongoing business or is petitioned into bankruptcy; or (v) conducts a material change in its management or control.
- b) If this clause applies then, without prejudice to any other right or remedy available to Sartorius, Sartorius shall be entitled to cancel the Agreement or suspend any further deliveries or performances under the Agreement without any liability to the Customer, and if the Goods have been delivered and/or the Services performed but not paid for, the Price shall become immediately due and payable notwithstanding any previous agreement or arrangement to the contrary.

9) INDEMNIFICATION

- a) Customer agrees to indemnify, defend and hold harmless Sartorius from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with (i) any claim of infringement of any

patent or other proprietary rights of any person or party to the extent that the Goods were manufactured pursuant to Specifications supplied or required by Customer; or (ii) any and all actual or alleged injuries to, or deaths of, persons and any and all damage to, or destruction of, property arising directly or indirectly from or relating to the Goods sold pursuant to the Agreement, or any products or items manufactured using such Goods, or relating to the products items or equipment serviced under the Agreement, except for such costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines which directly are caused by or result from Sartorius' willful misconduct or gross negligence; or (iii) the negligence and/or willful misconduct of Customer, its employees or agents.

- b) Sartorius agrees to defend and indemnify Customer and hold Customer harmless from and against any and all costs, losses, expenses, damages, claims, liabilities or fines, including, but not limited to, reasonable attorneys' fees and court costs, resulting from or arising in connection with the negligence and/or willful misconduct of Sartorius, its employees or agents.

10) INSURANCE

The Customer shall maintain, at its own cost and expense, comprehensive general liability insurance, including product liability insurance, property damage insurance, public liability insurance, completed operations insurance and contractual liability insurance and maintain such coverage and limits in commercially reasonable amounts. Customer shall further maintain, at its own cost an expense, workmen's compensation insurance and any other insurance required by law, in commercially reasonable amounts. Customer shall, promptly upon Sartorius' written request, furnish to Sartorius certificates of insurance evidencing the coverages, limits and expiration dates of the respective insurance policies.

11) COMPLIANCE REQUIREMENTS

- a) The Customer and Sartorius shall comply with all applicable national and international laws and regulations, in particular the applicable export control regulations and sanction programs. The Customer also agrees not to export, re-export or transfer any software or technology developed with or using information, software or technology offered by Sartorius, in violation of any applicable laws or regulations of the competent authorities. Further,

the Customer shall neither use any Goods, Service, information, Software and technology offered by Sartorius in or in connection with nuclear technology or weapons of mass destruction (nuclear, biological or chemical) and carriers thereof nor supply military consignees.

Goods and Services may be subject to international and national export restrictions. Acceptance and delivery of the order will be done in strict compliance with the appropriate legal provisions and embargo regulations. Acceptance and execution of orders for Goods and Services requiring approval is subject to the issue of applicable export licenses by the relevant country authorities. In case Goods and Services require approval, Sartorius requires an appropriate End-User-Declaration from the end user stating the precise use of the Goods and Services and including an informative company profile. Goods and Services will be supplied exclusively for civil and peaceful purposes. With the purchase order, the Customer agrees to comply with all applicable laws and to provide all requested information and data in a timely manner to obtain the necessary documents.

- b) Pharmaceuticals, Cosmetics, Food: For Customers in pharmaceutical, cosmetic and/or food industries, it is expressly understood and agreed that Customer shall be solely responsible for complying with laws, regulations and practices applicable to its industry, including but not limited to medical requirements, general manufacturing practice guidelines and applicable laws, orders and other provisions
- c) Data protection: Sartorius will request, process and use personal data from Customer to manage Customer' requests, claims, orders or repairs and for the continuing relationship management to Customer. Some of those data processing activities are handled on behalf of Sartorius by Sartorius Corporate Administration GmbH, Germany, its Affiliates or external service providers. These companies may be based worldwide, including areas outside the European Union. For all cases involving a transfer of personal data, Sartorius will ensure compliance with data protection regulations. Furthermore, Sartorius will transfer these data to authorities, if there is an existing legal obligation for Sartorius to do so. Individuals have the right to access their data processed by Sartorius and have such data updated. Subject to the legal requirements of data protection laws, individuals may also require that their data be deleted or blocked. For further

information see Sartorius' data protection policy posted at <https://www.sartorius.com/en/data-protection>.

- d) Anti Corruption Laws, U.S. Foreign Corrupt Practices Act and UK Bribery Act: Customer acknowledges that: (a) Sartorius may be subject to the provisions of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 of the United States of America, 91 Statutes at Large, Sections 1495 et seq. (the "FCPA"); and, (b) Sartorius may be subject to other bribery and corruption laws, including without limitation the UK Bribery Act and local laws for the jurisdictions covered thereunder. Customer further acknowledges that it is familiar with the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act and applicable local bribery and corruption laws, and shall not take or permit any action that will either constitute a violation under, or cause Sartorius to be in violation of, the provisions of the FCPA, the UK Bribery Act or applicable local bribery and corruption law.

12) MISCELLANEOUS

- a) Any notice required or permitted to be given by either party to the other under these GTC shall be in Writing addressed to that other party at its registered office or principal place of business or such other address as may at the relevant time have been notified pursuant to this provision to the party giving the notice.
- b) No waiver by Sartorius of any breach of the Agreement by the Customer shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.
- c) If individual provisions of these GTC are or become fully or partially ineffective, the remaining provisions of the GTC shall not be affected thereby. This also applies if an unintended omission is found in the Agreement. A fully or partially ineffective provision shall be replaced or an unintended omission in the GTC shall be filled by an appropriate provision which, as far as is legally possible, most closely approximates to the original intention of the contractual parties or to what they would have intended according to the meaning and purpose of these GTC had they been aware of the ineffectiveness or omission of the provision(s) in question.
- d) This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. The

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (the Vienna Sales Convention) is not applicable to this Agreement.

In the event the Customer is located in the European Union or UK, any disputes under this Agreement must be brought before the local courts of the registered office of Sartorius, and the Parties hereby consent to the personal jurisdiction and exclusive venue of these courts. Furthermore, Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the Customer's place of jurisdiction. After a lawsuit has been filed, the Supplier shall be limited, on the basis of his or her own rights and claims, to bring a counterclaim before the particular court before which the original action has been brought or to offset his or her own claim against the claim lodged in said action before the court.

In the event the Customer is located outside the European Union or UK, all dispute, controversy or claim arising out of or relating to this Agreement or its validity shall be finally settled according to the ICC Rules of Conciliation and Arbitration without recourse to the ordinary courts of law (except as regards interlocutory relief). The place of arbitration is the place of the registered office of Sartorius. Sartorius shall be entitled at its discretion to assert its own claims at the place of the registered office of the Customer. The arbitral proceedings are to be held in the English language.

- e) Each party undertakes that it will keep any Confidential Information confidential and it will not use or disclose the other Party's Confidential Information to any persons except that (i) it may disclose such Confidential Information to any of its Representatives who need to know the same for the purposes of performing any obligation under this Agreement, provided that such party must ensure that each Representative to whom Confidential Information is disclosed is aware of its confidential nature and agrees to comply with this clause as if it were a party; (ii) disclose any Confidential Information as may be required by law, any court or governmental regulatory or supervisor authority or any other authority of competent jurisdiction.
- f) Orders are not assignable or transferable, in whole or in part, without the express written consent of Sartorius.

- g) Any marketing, promotion or other publicity material, whether written or in electronic form, that refers to Sartorius, its Affiliates, its products, or to these GTC must be approved by Sartorius prior to its use or release.
- h) Sartorius, or its Affiliates, is the owner of certain proprietary brand names, trademarks, trade names, logos and other intellectual property. Except as otherwise expressly permitted by Sartorius, no use of Sartorius's or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property is permitted, nor the adoption, use or registration of any words, phrases or symbols so closely resembling any of Sartorius' or its Affiliates' brand names, trademarks, trade names, logos or other intellectual property as to be apt to lead to confusion or uncertainty, or to impair or infringe the same in any manner, or to imply any endorsement by Sartorius of another entity's products or services.
- i) Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership between the parties or to make either party the agent of the other party for any purpose. Furthermore, each of the parties shall remain solely responsible for its own acts, statements, engagements, performances, products (in the case of Sartorius subject to the other terms of these GTC in relation to the Goods and Services), and personnel.
- j) Nothing in this document is intended to create any rights in third parties against Sartorius.

PART II- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF GOODS

If Customer is purchasing Goods from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Goods, and Goods only, in addition to the provisions of Part I of these GTC:

13) SPECIFICATIONS

- a) The Customer shall be responsible to Sartorius for ensuring the accuracy of the terms of any order (including any applicable Specification) submitted by the Customer ("Customer Specification"), and for giving Sartorius any necessary information relating to

the Goods within a sufficient time to enable Sartorius to perform the Agreement in accordance with its terms

- b) The quantity, quality and description of and any Specification for the Goods shall be those set out in Sartorius' Quotation.
- c) If the Goods are to be manufactured or any process is to be applied to the Goods by Sartorius in accordance with a Customer Specification submitted by the Customer, the Customer shall indemnify Sartorius against all loss, damages, costs and expenses awarded against or incurred by Sartorius in connection with or paid or agreed to be paid by Sartorius in settlement of any claim for infringement of Intellectual Property Rights of any other person which results from Sartorius' use of the Customer's Specification.
- d) Sartorius reserves the right to make any changes (i) in the Specification or, if applicable Customer Specification of the Goods which are required to conform with any applicable safety or other statutory requirements; and/or (ii) where the Goods are to be supplied to Sartorius's Specification, to the components, functionality or performance characteristics of the Goods supplied under an order already in place, provided that the Goods continue to conform in all material respects with the Specification or Customer Specification in force at the time of the order.

14) DELIVERY

- a) The Goods will be delivered to the Delivery Location on or before the dates specified in the Quotation. Sartorius notify the Customer in Writing as soon as reasonably practicable on becoming aware that a delay in delivery is likely and will provide a revised estimate, if possible. The Goods may be delivered by instalments. Any delay in delivery or defect in an instalment will not entitle the Customer to cancel any other instalment or the Agreement. Unless the Parties otherwise agree, packaging material is to be disposed of by the Customer at the Customer's expense.
- b) Sartorius will use its reasonable endeavors to meet delivery dates but such dates are approximate only and time of delivery is not of the essence and Sartorius shall not be liable for any delay in delivery of the Goods howsoever caused. The Goods may be delivered by Sartorius in advance of the quoted delivery date upon

- giving reasonable notice to the Customer.
- c) The Customer acknowledges that any variance in the quantities of the Goods ordered up to 10% more or 10% less than the quantity ordered will not be regarded as a failure of Sartorius to supply the Goods ordered, provided that Sartorius will only invoice the Customer for, and the Customer will only be obliged to pay for, the quantity actually delivered.
 - d) If Sartorius is entirely unable to deliver the Goods for any reason other than any cause beyond Sartorius's reasonable control or the Customer's fault, and Sartorius is accordingly liable to the Customer, Sartorius's liability shall be limited to the Price of the Goods that Sartorius failed to deliver.

15) RISK AND PROPERTY

- a) Risk of damage to or loss of the Goods shall pass to the Customer: (i) in the case of Goods to be provided at Sartorius's premises, at the time when Sartorius notifies the Customer that the Goods are available for collection; or (ii) in the case of Goods to be delivered otherwise than at Sartorius's premises, at the time of delivery or, if the Customer wrongfully fails to take delivery of the Goods, the time when Sartorius has tendered delivery of the Goods.
- b) Notwithstanding delivery and the passing of risk in the Goods, or any other provision of these Conditions, the property in the Goods shall not pass to the Customer until Sartorius has received in cash or cleared funds payment in full of the Price of the Goods.
- c) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer, the Customer shall hold the Goods as Sartorius's fiduciary agent and bailee, and shall keep the Goods separate from those of the Customer and third parties and properly stored, protected and insured and identified as Sartorius's property and take all reasonable care of the Goods and keep them in the condition in which they were delivered and inform Sartorius immediately if it becomes subject to any insolvency type event and permit, upon reasonable notice, Sartorius to inspect the Goods during the Customer's normal business hours and provide Sartorius with such information concerning the Goods as Sartorius may request from time to time. Until such time as the Customer becomes aware or ought reasonably to have become aware that an insolvency type event has occurred or is likely

to occur, the Customer shall be entitled to resell or use the goods in the ordinary course of its business, but shall account to Sartorius for the proceeds of sale or otherwise of the Goods, whether tangible or intangible, including insurance proceeds, and shall keep all such proceeds separate from any moneys or property of the Customer and third parties and, in the case of tangible proceeds, properly stored, protected and insured. If the Customer resells the Goods in accordance with the foregoing, title shall pass to the Customer immediately prior to the resale. If, at any time before title to the Goods has passed to the Customer, the Customer informs Sartorius, or Sartorius reasonably believes, that the Customer has or is likely to become subject to an insolvency type event, Sartorius may (i) require the Customer to re-deliver the Goods to Sartorius (at the expense of the Customer if so requested by Sartorius); and/or (ii) if the Customer fails to do so promptly, enter any premises where the Goods are stored and repossess them.

- d) Until such time as the property in the Goods passes to the Customer (and provided the Goods are still in existence and have not been resold), Sartorius shall be entitled at any time to require the Customer to deliver up the Goods to Sartorius and, if the Customer fails to do so forthwith, to enter upon any premises of the Customer or any third party where the Goods are stored and repossess the Goods.
- e) The Customer shall not be entitled to pledge or in any way charge by way of security for any indebtedness any of the Goods which remain the property of Sartorius, but if the Customer does so all moneys owing by the Customer to Sartorius shall (without prejudice to any other right or remedy of Sartorius) forthwith become due and payable.

16) WARRANTIES AND REMEDIES

- a) Subject to the conditions set out herein, Sartorius warrants that the Goods will correspond with their Specification at the time of delivery and will be free from defects in material and workmanship during the Goods Warranty Period. Sartorius will at its option repair, replace or refund the Price of the Goods that do not comply with this clause 16(a) provided that the Customer serves a written notice on Sartorius (i) in the case of defects discoverable by a physical inspection not later than five (5) Business Days from the arrival of the Goods at the Delivery Location; or (ii) in the case of latent defects, within a reasonable

period of time from arrival of the Goods at the Delivery Location that some or all of the Goods do not comply with this clause 16(a) and identifying in sufficient detail the nature and extent of the defects and complying with any returns policy of Sartorius that may be notified to the Customer from time to time. The Customer will be deemed to accept the Goods if it does not notify Sartorius of any failure of the Goods to comply with this clause 16(a) within the time periods set out above.

- b) The above warranty is given by Sartorius subject to the following conditions: (i) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect in the Goods arising from any drawing, design or Customer' Specification supplied by the Customer; and (ii) Sartorius shall be under no liability in respect of any defect arising from fair wear and tear, willful damage, negligence, abnormal working conditions, failure to follow Sartorius's instructions (whether oral or in writing) as to storage, installation, commissioning, use or maintenance of the Goods or good practice in relation to the storage, installation, commissioning, use or maintenance of the Goods, misuse or alteration or repair of the Goods without Sartorius's approval; (iii) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) if the total Price for the Goods has not been paid by the due date for payment; (iv) the above warranty does not extend to parts or materials not manufactured by Sartorius, in respect of which the Customer shall only be entitled to the benefit of any such warranty or guarantee as is given by the manufacturer to Sartorius; (v) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) where the Customer uses any Goods after notifying Sartorius that such Goods do not comply with clause 16(a) hereof; (vi) Sartorius shall be under no liability under the above warranty (or any other warranty, condition or guarantee) where such failure arises as a result of damage or loss which occurs after risk in the Goods has passed to the Customer.
- c) Subject as expressly provided in these GTC, all warranties, conditions or other terms implied by statute or law are excluded to the fullest extent permitted by law. Except as set out in this Section 16, Sartorius gives no warranty or condition and makes no representation in relation to the Goods.

- a) Notwithstanding any other provision of this Agreement or termination or expiration of this Agreement, Sartorius shall own all right, title, and interest in and to all Intellectual Property related to the Goods owned or controlled by Sartorius as of the Quotation date, and all Intellectual Property that is developed by Sartorius after its written confirmation of the order, provided, that it does not exclusively rely upon or materially utilize: (i) the Confidential Information of Customer; or (ii) Intellectual Property owned by Customer. Except as otherwise expressly provided herein to the contrary, these GTC do not transfer, assign, lease or license to Customer, or otherwise provide Customer with any rights or interests in or to any Intellectual Property owned by Sartorius. Procurement and maintenance of copyright or Intellectual Property related to the Goods or any other proprietary rights relating to any technology, including any Invention owned by Sartorius shall be carried out or pursued at the discretion and expense of Sartorius.
- b) Should the Goods, or any part thereof, become, or in Sartorius's opinion be likely to become, the subject of any claim of infringement, the Customer shall permit Sartorius, at Sartorius's option and expense, to either (i) procure for the Customer the right to continue using the same; or (ii) replace or modify the Goods (or the affected parts or elements thereof) to render it or them non-infringing, provided that such replacement and/or modification do not materially affect the functionality or efficiency of the Goods. Sartorius's obligations under this clause will not apply to Goods modified or used by the Customer other than in accordance with the Agreement or Sartorius' instructions. The Customer will indemnify Sartorius from and against all losses, damages, liability, costs and expenses incurred by Sartorius in connection with any claim arising from such modification or use.
- c) In relation to trademarks affixed to or incorporated within the Goods, use of the trademarks will be in accordance with this Agreement and with Sartorius's (or licensor's) brand guidelines (if any) supplied to the Customer from time to time and all goodwill associated with the use of trade marks will accrue to the benefit of Sartorius (or its licensor) and at the request of Sartorius, the Customer will at its own cost, sign all documents and do all things necessary to assign such goodwill to Sartorius or Sartorius's licensor as the case may be. The Customer

17) INTELLECTUAL PROPERTY

undertakes not to apply to register or register the same trademark or any confusingly similar mark or procure or assist someone else to do so and except to the extent authorised by Sartorius in writing, the Customer will not alter or remove such trademark from the Goods.

18) SYSTEMS AND SOFTWARE

If Customer is licensing Software from Sartorius, including software licensed in connection with the purchase of any Goods and any and all other software or firmware embedded in, loaded on, or otherwise associated with the purchased Goods, the following additional provisions shall apply:

- a) Sartorius grants Customer the non-exclusive right and license to use the copy of the Software in object form that is on the readable computer media provided to Customer by Sartorius.
- b) The Software and related copyrights are owned by Sartorius, by an Affiliate of Sartorius, and/or by certain suppliers of Sartorius and its Affiliates, and title to the Software in general or respective copyrights shall not pass to Customer as a result of Customer's use of the Software. The license rights granted herein may not be transferred to another party without the written permission of Sartorius.
- c) The Software is protected by the respective national copyright laws and international treaties and Customer shall not copy it or allow it to be copied except that Customer has the right to (i) make such copies that are necessary for the use of the Software by Customer in accordance with its intended purpose, including for error correction, (ii) to duplicate the Software for backup or archival purposes and to transfer the Software to a backup computer in the event of computer malfunction, or (iii) observe, study or test the functioning of the Software in order to determine the ideas and principles which underlie any element of Software if Customer does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the Software which he is entitled to do.
- d) Customer shall (i) not use the Good and associated documentation for human in-vitro diagnostic applications, (ii) not to use the Software other than with the purchased Goods or for any purpose outside the scope of the application for which it is being provided, and (iii) not cause or permit the reverse engineering, disassembly, decompilation, modification or adaptation of the Software or the combination of the Software with any other software unless, but only to the extent, indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of the Software with other programs provided the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to Customer, and (iv) not move the Software to any country in violation of any applicable import or export control regulations. The Customer undertakes to refrain from removing the manufacturer's markings and in particular, copyright notices or to change these without the prior written consent of Sartorius. All other rights in and to the Software and the documentation, including copies thereof shall remain with Sartorius. The Customer is not entitled to sublicense the Software.
- e) Customer further understands that its use of the Software shall be subject to the terms of any third party license agreements or notices that are provided to Customer by Sartorius and to the rights of any other third-party owners or providers of software or firmware included in the Software, and Customer shall comply with the terms of such third-party license agreements and rights provided by Sartorius in advance.
- f) The Software is covered by the limited warranties applicable for the System set forth in Section 16 and by no other warranties, express or implied.
- g) Sartorius makes no representation or warranty, express or implied that the operation of the Software or firmware will be uninterrupted or error free or that the functions contained in the Software or firmware will meet or satisfy use outside the agreed Specification. Software or firmware corrections, made during the Goods Warranty Period, are warranted for a period of three (3) months from the date shipped by Sartorius or until expiry of the Goods Warranty Period, whichever is longer
- h) Failure to comply with any of the terms of this subsection terminates Customer's right to use the Software. Upon termination of such right, Customer must return the disk provided by Sartorius, and any and all copies thereof or of any other Software to Sartorius.
- i) Any replacements, fixes or upgrades of the Software

which Customer may hereafter receive from Sartorius or an Affiliate of Sartorius, shall be provided subject to the same restrictions and other provisions contained in this subsection, regardless of whether subsection or these GTC are specifically referenced when Customer receives such replacement, fix or upgrade, unless such replacement, fix or upgrade is provided with a separate license agreement which by its terms specifically supersedes these GTC. The warranty term for any upgrades shall be one (1) year from the date of its delivery to Customer. Any such replacements, fixes or upgrades shall be provided at prices and payment terms as agreed at the time they are provided.

- j) Sartorius shall have no liability for, or any obligations under warranty if any Software or firmware modifications are undertaken by anyone other than Sartorius or its nominees. In addition, Sartorius shall charge for any costs and expenses incurred up to the point of discovery of any such modification, and for all subsequent rectification work necessary to return the Software or firmware to its warranted condition.
- k) The Customer acknowledges that only by reference to and by reason of the aforesaid limitations is Sartorius able or willing to offer Software, System and installations at the Prices.

19) EQUIPMENT

If Customer is purchasing an Equipment from Sartorius which is to be installed by Sartorius, the following additional provisions shall apply:

- a) Factory Acceptance Tests ("FAT"): Sartorius will notify the Customer in Writing when the Equipment will be ready for testing at Sartorius' premises. Following such notification, representatives of each party will, at their own expense, attend the Sartorius' premises on a mutually agreed date for the purpose of testing the Equipment in accordance with the applicable Specifications and FAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. Once the Equipment has been tested pursuant to this clause 19 a), Sartorius will deliver the Equipment on Customer's Delivery Location, on a mutually agreed date.
- b) Site Acceptance Test ("SAT"): Following completion of the installation and commissioning of the Equipment,

representatives of Sartorius and Customer shall at their own expense, attend Delivery Location on a mutually agreed date for the purpose of commissioning and acceptance testing the Equipment in accordance with the applicable Specifications and the SAT protocol to be issued by Sartorius and approved by Customer. Sartorius will provide Customer with a certified report of the results of any test. In addition to any remedies that may be provided under these GTC, Sartorius may terminate this Agreement with immediate effect upon written notice to Customer in case the Customer fails to accept the Equipment as per the provisions of the SAT protocol and such delay continues for ten (10) days after Customer's receipt of written notice.

PART III- TERMS AND CONDITIONS FOR SALE OF SERVICES

If Customer is purchasing Services from Sartorius, the following provisions shall exclusively apply in relation to the sale of Services, and Services only, in addition to the provisions of Part I of these GTC.

20) OBJECT TO BE SERVICED

- a) When the Object to be Serviced has not been purchased from Sartorius, Customer shall inform Sartorius of any existing intellectual property rights concerning the Object to Be Serviced prior to performance of the Services, and Customer shall indemnify Sartorius from any third-party claims concerning such intellectual property rights.
- b) Customer shall assure that any Objects to Be Serviced within the scope of any Service hereunder does not pose any health hazard to Sartorius's agents or employees.
- c) Unless otherwise set forth in the Sartorius' Quotation, the standard service hours under the Agreement shall be Monday to Friday, 08:00 to 17:00 local time at Sartorius' premises, excluding public holidays.

21) INSTALLATION SERVICES

- a) If agreed and detailed in the Quotation, Sartorius shall install the Goods, provided all necessary information relative to the installation of the Goods, in particular the location of installation and all drawings and any other relevant details, including all software interfaces, has been agreed between Sartorius and the Customer

in good time to enable the installation to commence. The schedule of necessary information to be provided by each Party shall be agreed by the respective project leaders of each Party within one (1) month of the date upon which Sartorius accepts the Customer's order.

- b) Sartorius shall be entitled to vary the Price to cover any special transport, handling, hoisting costs or other costs of installation and to cover storage or other charges arising from delays by the Customer in preparing the installation site or in providing correct and complete information, instructions, licenses, consents and other times necessary for manufacture, modification, supply, dispatch, delivery or installation of the Goods.
- c) In the event the Goods could not be installed to the location of installation within two (2) months after delivery, due to delays in preparing the installation site, Sartorius shall be entitled to invoice the Customer for the Price of the Goods and Services.
- d) In those cases where it has been agreed that Sartorius shall install the Goods, the Customer shall, at its own expense (i) prepare the site; (ii) ensure reasonable working conditions; (iii) provide Sartorius with secure areas for storing materials and installation equipment; (iv) provide proper access to the site; (v) ensure the site is safe and certify the site to be free of chemical and biological hazards; (vi) provide all facilities specified by Sartorius prior to installation, including, without prejudice to the generality of the foregoing, supplying electricity, water, gas, compressed air, data networks, environmental controls, ventilation systems, adequate lifting gear and lighting.
- e) When requested by Sartorius, the Customer will complete and provide permits to work and use best endeavors to facilitate access to the site for Sartorius Representatives outside normal working hours where necessary. Sartorius will use reasonable endeavors, to the extent permissible under applicable law to comply with any special site requirements of which it has prior written notice.
- f) Sartorius reserves the right to refuse to install the Goods where in its opinion the site and/or access has not been prepared or provided as above and shall not be liable for any loss, damage, or additional expense arising from such non-compliance.
- g) Except where Sartorius or its Representatives are

negligent, the Customer shall hold Sartorius and its Representatives harmless from and against all claims, losses, damages, penalties and others brought against Sartorius resulting from personal injury or death which arise during installation.

22) SERVICES PERFORMED AT SARTORIUS' FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all Objects to Be Serviced at Sartorius' facilities:

- a) Objects to Be Serviced shall be packed and shipped to Sartorius' facilities by Customer at Customer's sole expense, and Customer shall bear the risk of loss in regard to such shipment to and from Sartorius' facilities. At Customer's request, transportation to and, if necessary, from Sartorius' facilities will be insured against insurable transport risks, e.g., theft, breakage, fire, at Customer's expense. During the time that Service is performed at Sartorius' facilities, no insurance protection is provided by Sartorius. Customer shall ensure that existing insurance coverage is maintained for the Object to Be Serviced, and only upon Customer's express request and at Customer's expense will Sartorius obtain insurance to cover such risks.
- b) Services hereunder shall be considered performed and completed if the Object to Be Serviced has been tested as provided by the Agreement.
- c) In the event that Sartorius is delayed in the performance of any Services as a result of the acts or omissions of Customer and/or its employees, agents or contractors, or if Customer delays the return of the Object to be Serviced following performance and completion of the Services, Sartorius may charge Customer warehouse rent for storage at Sartorius' facilities, or, at Sartorius' discretion, the Object to Be Serviced may be stored elsewhere, and Customer shall bear the costs and the risk of storage at such other location.

23) SERVICES PERFORMED AT CUSTOMER'S FACILITIES

The following shall be applicable with respect to all Objects to Be Serviced at Customer's facilities, or such other non-Sartorius facilities as Customer may indicate:

- a) Customer, at its own expense, shall support Sartorius

service personnel in performing the Services hereunder, including ensuring that the Objects to Be Serviced are available for servicing at the time of each scheduled preventive maintenance or emergency service call. Sartorius' service personnel will contact Customer to set a mutually agreeable date and time for each such service visit.

- b) Customer shall take all required measures to protect people and objects on the site where the Services are to be performed, and shall also inform Sartorius' service personnel of any special safety rules and regulations. Sartorius may charge Customer, at its customary rates, for time incurred by Sartorius' service personnel related to any facilities, policies, safety or training required by Customer, unless the foregoing is expressly included in the Price set forth in the Agreement.
- c) Customer undertakes, at its own expense, to: (i) provide the necessary auxiliary staff in the number and for the time required to perform the Services hereunder, if necessary, and Sartorius shall not assume any liability for said auxiliary staff; (ii) perform all construction, foundation and all scaffolding work, including procurement of the building materials required therefor; (iii) provide the required devices and heavy machinery and/or tools as well as the required materials and items for said equipment; (iv) provide heating, lighting, utilities, water, including the required connections and outlets; (v) provide the necessary dry and lockable rooms for storing the service personnel's tools; (vi) protect the site at which the Services are to be performed and the materials located there from damaging effects of any type, and clean the site at which the Services are to be performed; (vii) provide Sartorius' service personnel with suitable and secure lounge and work areas (with heating, lighting, wash facilities, sanitary facilities) and first aid; and (viii) provide materials and take all action that is necessary to adjust the Object to Be Serviced and to perform contractually agreed testing.
- d) Customer shall ensure that the Services can be started without undue delay upon arrival of Sartorius' service personnel and performed without delay. Insofar as special diagrams or instruction manuals are required for the Object to Be Serviced, Customer shall provide these in due time to Sartorius.
- e) For Services to be performed within the scope of commissioning, Customer shall ensure, in particular,

that electrical and mechanical installation of the Object to Be Serviced has been completed as a prerequisite to Sartorius' beginning the Services hereunder, with Customer providing the support set forth hereinabove.

- f) If Customer fails to fulfill any of its obligations in this Section 24, and as a result of such failure, completion of the Services is delayed or Sartorius otherwise is prohibited from performing the Services, then Sartorius shall be entitled to charge Customer, at its customary rates, the costs incurred by Sartorius related to such failure.

24) DEADLINE FOR SERVICES PERFORMANCE

- a) The times indicated as deadlines for the particular Service to be performed under the Agreement are based on estimates and, for this reason, shall not be binding. The Customer may request Sartorius to agree to a binding deadline for performance of the Service(s) hereunder only if the scope of the work and/or Service is exactly defined.
- b) A binding deadline for performance of a Service hereunder shall be considered met if upon expiration thereof the particular Object to Be Serviced is ready to be transferred to the Customer for retrieval, if said Object is to be tested as provided by the Agreement, and/or if the corresponding Service to be performed hereunder has been completed and/or the desired objective of said Service has been achieved.
- c) If additional or extended orders are placed or if Services are additionally required, the agreed deadline for performing the originally ordered Service hereunder shall be extended accordingly.
- d) If any Service to be performed hereunder is delayed in the context of events relating to industrial disputes, in particular strikes and lockouts, or occurrence of circumstances for which Sartorius is not liable, the deadline for performing said Service shall be reasonably extended, insofar as such obstacles are proven to exert significant influence on performance of any Service hereunder; this shall also apply if such circumstances occur after Sartorius has already defaulted on said performance.
- e) If the Customer specifies a reasonable deadline, taking into account the legal exceptions, for subsequent performance of Service after said delay has occurred

and if this new deadline is not met, the Customer shall be entitled within the scope of the legal provisions, to withdraw from the Agreement. Further claims on account of a delay in performance shall be governed exclusively as defined in Clause 24 d) hereof.

25) ACCEPTANCE

- a) The Customer undertakes to accept the Service performed hereunder, whether in the form of repair, maintenance, commissioning service or other defined Service hereunder. If the Service performed does not conform to this Agreement, Sartorius undertakes to eliminate the defect as defined by Section 26 hereunder, provided that this is possible for the particular Service to be performed. This shall not apply if the defect is minor when assessed in the interest of the Customer or is based on a circumstance for which the Customer is responsible. If there is a minor defect, the Customer may not refuse acceptance.
- b) If acceptance is delayed through no fault of Sartorius, acceptance shall be deemed as having taken place two (2) weeks after Sartorius has notified the Customer of completion of the Service performed hereunder.
- c) Upon acceptance, Sartorius' liability for discernible defects shall lapse, insofar as the Customer does not reserve the right to enforce a claim for a certain defect.

26) TERMINATION

Sartorius shall have the right to terminate the Agreement without any liability, if the Service is related to a Software and the Software or any of its versions will be discontinued. In case such discontinuation is notified to the Customer at a time that this Contract has a remaining term of longer than six (6) months, the Customer will get a pro-rate refund.

27) WARRANTIES AND REMEDIES

- a) Sartorius warrants that the Services shall be conducted in a good and workmanlike manner in conformity with industry standards, and any parts supplied as part of the Services shall be in accordance with Sartorius' Specifications. Should the Customer request more extensive tests, this shall be agreed in writing and the costs for said extensive tests shall be borne by the Customer.

- b) If any failure to conform to the warranty is reported to Sartorius in writing within the Services Warranty Period, Sartorius, upon being satisfied of the existence of such non-conformity, will correct the same by re-performing the Services. If Sartorius is unable to correct such non-conformity by re-performing the Services, Sartorius may return the Price thereof, or, where appropriate, the portion of the Price of the non-conforming Services that Sartorius is unable to correct. The foregoing shall be Customer's sole and exclusive remedies, and the liability of Sartorius hereunder is expressly limited to re-performance of nonconforming Services or the return of the Price thereof, as the case may be. The warranty set forth in this paragraph shall apply also to parts and to any replacement parts.
- c) This warranty shall be in lieu of all other warranties, express or implied, and all other warranties, express or implied, including without limitation the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are excluded.
- d) This warranty shall also exclude used goods, used spare parts, damage incurred as a consequence of natural wear and tear, inadequate maintenance by anyone other than Sartorius, failure to follow equipment operating instructions, excessive or unsuitable use and improper construction and/or assembly work performed by third parties, and any other external effects and causes over which Sartorius had no control or for which Sartorius was not responsible.
- e) Sartorius shall be under no liability under the above warranty if Customer or a third party makes changes or repairs to the Object to Be Serviced hereunder and | or the damage was caused by or attributed to the improper use, negligence, accident or unauthorized service on the Object to Be Serviced by either Customer or any third party (with any authorization to be provided by Sartorius in writing to customer).

28) LIABILITY

- a) If parts of the Object to Be Serviced are damaged through the fault of Sartorius, Sartorius may elect to repair said damage at its own expense or to deliver new replacements. Sartorius' obligation to replace said damaged parts shall be limited to the price at which the particular Service was agreed. As for the remaining provisions, Clause 28 c) shall apply accordingly.

SARTORIUS

- b) If, through Sartorius' fault, the Customer cannot use the Object to Be Serviced as provided by the Agreement, and this non-use results from failure to provide or the provision of deficient suggestions and or advice, either before or after said Agreement is signed, and other collateral obligations of the Agreement – in particular instructions for operation and maintenance of the Object to Be Serviced, the provisions of Clauses 25 and 26 shall apply accordingly, excluding further customer claims.
- c) In the event of damage that is not sustained by the Object to Be Serviced itself, Sartorius shall be liable, irrespective of the legal reason, only (i) in the event of willful intent; (ii) in the event of gross negligence on the part of the legal representative | entities, directors or executive-level employees; (iii) in the event of culpable physical injury death and hazards to life and health; (iv) in the event of defects that it has fraudulently concealed or the absence of which it has guaranteed; (v) to the extent that liability is prescribed by the Product Liability Law applicable under the law governing the Agreement, for personal injury resulting from, or property damage to, privately used objects. In the event of culpable breach of material contractual duties, Sartorius shall also be liable in the event of gross negligence by its non-executive employees and in the event of slight negligence, where the latter case shall be limited to losses that are typically associated with this type of contract and that are reasonably foreseeable. Any further claims shall be excluded.

29) BSL 3 | 4 ENVIRONMENT

Customer shall inform Sartorius in advance of any scheduled service in the event the Object to Be Serviced has been or is located in a BSL3 or BSL4 environment and, at the time of such notice, shall either (i) provide Sartorius with a Declaration of Decontamination and Cleaning of Equipment and Components Form ("Decontamination Form") for such Object to be Serviced, or (ii) inform Sartorius in writing as to why Company is not able to provide such Form to Sartorius. Notwithstanding anything herein to the contrary, Customer acknowledges and agrees that Service on such Object to Be Serviced, which has been or is located in a BSL3 or BSL4 environment, may need to be performed remotely by Sartorius.

TRANSLATION FOR CONVENIENCE PURPOSES – ENGLISH VERSION PREVAILS

Standaard Algemene Voorwaarden voor Verkoop van Goederen en Diensten in Nederland

DEEL I - Algemene voorwaarden

1) AANVAARDING, TOEPASSINGSGBIED EN STRUCTUUR VAN DEZE VOORWAARDEN

- a) Deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") zijn van toepassing op de verkoop van de Goederen (zoals hierna gedefinieerd) en Diensten (zoals hierna gedefinieerd) zoals te lezen in de offerte vanuit de Sartorius-entiteit ("Sartorius"), aan welke deze voorwaarden zijn toegevoegd (de "Offerte"). De Offerte definieert de Prijs, Levering en alle andere specifieke voorwaarden die van toepassing zijn. Sartorius zal leveren en de Klant (zoals hierna gedefinieerd) gaat akkoord met de aanschaf van de Goederen en (indien van toepassing) de Diensten overeenkomstig en op basis van deze AV, tezamen met de Specificaties (zoals hierna gedefinieerd) en de Offerte de "Overeenkomst" vormend.
- b) De Overeenkomst omvat alle afspraken tussen de partijen en vervangt alle eerdere of gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, onderhandelingen, verklaringen en garanties, evenals communicaties, hetzij geschreven, hetzij mondeling. Deze Overeenkomst prevaleert boven alle algemene voorwaarden van aanschaf van de Klant, ongeacht of en wanneer de Klant dergelijke andere voorwaarden heeft verstuurd. De uitvoering van bestellingen van de Klant vormt geen aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Klant en leidt niet tot wijziging of verandering van deze Overeenkomst.
- c) Deze AV bevatten drie (3) onderdelen (ieder, een "Deel" en samen de "Onderdelen"). Deel I bevat "Algemene voorwaarden," die van toepassing zijn op alle verkopen en aankopen van Goederen en Diensten. Deel II van deze Overeenkomst bevat "Algemene voorwaarden voor de Verkoop van Goederen" die van toepassing zullen zijn op de aankopen en Verkopen van Goederen, zoals dit kan voorkomen, naast de bepalingen in Sectie I. Deel III van deze Overeenkomst bevat "Algemene Verkoopvoorwaarden voor Diensten," toepasbaar op

aankopen en verkopen van Diensten, zoals mogelijk is, in aanvulling op de bepalingen in Sectie I.

- d) Al het hierna volgende wordt geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding te zijn van deze AV door de Klant: (i) schriftelijke bevestiging van deze AV; (ii) uitgifte of opdracht voor een aanschaforder voor Goed/Goederen of Diensten die daaronder vallen; (iii) aanvaarding van alle verzendingen of leveringen van Goed/Goederen of dienstverlening die daaronder valt; (iv) betaling voor Goed/Goederen of Dienst(en); (v) de datum waarop de Klant enige software heeft gedownload of geïnstalleerd of (vi) enige andere handeling heeft uitgevoerd waaruit aanvaarding door de Klant mocht blijken. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in deze, indien er sprake is van een door beide partijen getekend schriftelijk contract dat de verkoop van de Goederen of Diensten behelst, vallend onder de Offerte, zullen de algemene voorwaarden in een dergelijk contract prevaleren voor zover zij inconsistent zijn met deze AV.
- e) Deze AV geldt alleen jegens commerciële klanten en met betrekking tot commerciële transacties.
- f) Geen enkele variatie op deze AV zal bindend zijn tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de bevoegde vertegenwoordigers van de Klant en van Sartorius.

2) DEFINITIES

In deze AV:

Behelst "**Aangeslotene**" elk individu of entiteit direct of indirect (i) sturend, (ii) of gestuurd wordend door, of (iii) onder gemeenschappelijke besturing met het uiteindelijke moederbedrijf van een dergelijke Partij. Ten behoeve van deze definitie wordt onder "sturend" verstaan, het directe of indirecte eigendom van meer dan vijftig procent (50%) van de uitstaande stemrechten, van het recht om de beleidsbeslissingen van de respectievelijke entiteit te (be)sturen.

"**Werkdag**" houdt in, elke dag anders dan een zaterdag of zondag of andere dag welke een officiële feestdag is, of een dag waarop overheidsvoorzieningen wettelijk, of anderszins bepaald door overheden, bevoegd dan wel verplicht zijn gesloten te blijven.

"**Vertrouwelijke Informatie**" behelst alle informatie die

schriftelijk, mondeling, elektronisch of in andere vorm gepubliceerd is (tastbaar of niet-tastbaar), die een vertrouwelijke of beschermde aard kent jegens de andere Partij en/of haar aangeslotenen, inclusief, zonder beperking, alle details van haar business, zaken, klanten, cliënten, leveranciers, plannen, strategie of producten (hetzij bestaand of in ontwikkeling).

“Consumptiegoederen” houdt in: wegwerpmateriaal van verbruiksproducten welke Sartorius dient te leveren overeenkomstig deze Overeenkomst.

“Klant” is de persoon of entiteit die de Offerte van Sartorius accepteert voor de verkoop van de Goederen of Diensten, of wiens order voor de Goederen of Diensten is geaccepteerd door Sartorius.

“Leveringslocatie” houdt in: de locatie die in de Offerte gespecificeerd wordt, welke Sartorius zal gebruiken voor de levering van haar Goederen.

Onder **“Apparatuur”** zal worden verstaan: de apparatuur voor de biofarmaceutische, chemische, voedsel- en drankenindustrieën en academische sector, welke Sartorius wordt geacht te leveren en te installeren conform de Offerte en de Overeenkomst.

“Force Majeure” houdt in: elke gebeurtenis waarover de partijen redelijkerwijs geen controle hebben en hieronder vallen, zonder beperking: oorlog, oorlogsdreiging, revolutie, terrorisme, oproer of civiele onrust, stakingen, uitsluiting vanwege industriële acties, blokkades of embargo's, handelen door of restricties opgelegd door de Overheid of openbare autoriteit (inclusief, maar niet beperkt tot, het bevel tot ‘thuisblijven’), storingen in de voorziening van water, elektriciteit, brandstoffen, transport, apparatuur of andere te leveren producten of diensten, explosie, brand, straling, overstromingen, natuurrampen of extreme weersomstandigheden, pandemieën, epidemieën, of overmacht.

“Goederen” zijn de goederen (inclusief de aanbatalingen voor de goederen of onderdelen ervan) welke Sartorius dient te leveren conform deze Overeenkomst en zullen, indien de situatie dit vereist, het volgende omvatten: consumptiegoederen, apparatuur, werktuigen, systemen en/of software. Onder de **“Garantieperiode voor Goederen”** wordt verstaan: de periode die aanvangt op de datum van levering van de Goederen aan de afleverlocatie en eindigt één (1) jaar na de leverdatum; of die, in geval van een verbruiksproduct, eerder eindigt dan: (i) één (1) jaar na de leverdatum; of (ii) met het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van dat verbruiksproduct. Indien de geleverde goederen instrumenten zijn die door Sartorius of haar aannemers worden geïnstalleerd op de locatie van de Klant, vangt de garantieperiode aan op het moment dat de installatie wordt afgerond, maar in geen geval later dan twee (2) maanden na levering.

“AV” betekent de standaard algemene voorwaarden, zoals beschreven in dit document, en (tenzij de context anders vereist) omvat alle speciale algemene voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Klant en Sartorius.

“Intellectueel Eigendom” omvat patenten, patent-toepassingen, ontwerpen, uitvindingen (zoals hierna gedefinieerd), openbaarmaking van uitvindingen, handelsgeheimen, kennis, geregistreerde en ongeregistreerde auteursrechten, beschermde werken, computer softwareprogramma's, databases, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en handelsimago en alle soortgelijke eigendomsrechten en alle vergunningen of gebruiksrechten die zijn gerelateerd aan voorgaande.

“Uitvinding” behelst elk nieuw apparaat, ontwerp, product, computerprogramma, voorwerp, methode, proces of verbetering of wijziging daaraan, al dan niet octrooieerbaar, te deponeren voor auteursrecht en te beschermen onder enige toepasselijke “mask works” wet, te beschermen als handelsgeheim of onder een soortgelijke wet.

“Object dat onderhoud behoeft” betekent elk object waaraan diensten dienen te worden verricht, inclusief, maar niet beperkt tot, Goederen.

“Prijs” houdt in: de prijs voor de Goederen zoals bepaald overeenkomstig de Offerte en “Prijzen” zullen navenant worden geïnterpreteerd.

“Offerte” is de Offerte zoals voorbereid door Sartorius en verstrekt aan de Klant.

“Vertegenwoordigers” zijn de werknemers, agenten, consultants, functionarissen, onderaannemers en aangeslotenen van respectievelijk Sartorius en de Klant.

“Diensten” behelst reparatie, preventief onderhoud, verhuizing, modernisatie, verbetering, installatie, kalibratie en validering, tezamen met alle in verband met voorgaande gebruikte reserveonderdelen, met betrekking tot Goederen en andere objecten.

“Garantieperiode Diensten” houdt in de periode welke begint op de dag van afronding van de uitvoering van de Diensten en negentig (90) dagen later eindigt, of een zodanig langere periode als schriftelijk kan worden toegelicht door Sartorius naar de Klant in de Offerte.

“Software” behelst alle beschermde software die door Sartorius is ontwikkeld, teneinde de gespecificeerde functionaliteit te implementeren, maar sluit hierbij uit de besturingssystemen, netwerksoftware, standaard databasepakketten, standaard bijgeleverde interface software en alle software van derden.

“Specificatie” is: de omschrijving van de Goederen en Diensten bijgevoegd bij de Offerte of anderszins schriftelijk door Sartorius aan de Klant zijn verstrekt.

“**Systeem**” behelst de Goederen waaronder de fysieke apparatuur die Sartorius zal leveren overeenkomstig deze Overeenkomst, tezamen met (voor zover van toepassing) de Software en alle andere te leveren zaken, zoals gespecificeerd in de Offerte.

“**Termijn**” betekent de periode die aanvangt op de datum van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV door de Klant, of zoveel eerder als: (i) de tijdsperiode bepaald in de Offerte of (ii) zoals vastgelegd in de sleutelcode, indien het een door Sartorius verstrekte softwarelicentie betreft.

“**Geschrift**” houdt in: alle geschreven communicatie door middel van brieven of e-mails.

Alle verwijzingen in deze AV naar een bepaling van een statuut dienen te worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling als zijnde gewijzigd, wederom van toepassing, of uitgebreid op het betreffende moment. De titels in deze AV dienen slechts ter verduidelijking en zijn niet van invloed op de interpretatie ervan.

3) BASIS VAN DE VERKOOP

- a) Sartorius zal Goederen of Diensten verkopen en de Klant zal deze aanschaffen overeenkomstig de ter zake doende Offerte van Sartorius welke is geaccepteerd door de Klant, of enige schriftelijk bestelling van de Klant die schriftelijk is geaccepteerd door Sartorius, in beide gevallen onderworpen aan deze AV, die de Overeenkomst regelt met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden behoudens welke een dergelijke Offerte wordt geaccepteerd of waarvan acceptatie wordt beweerd, wordt gecreëerd of waarvan wordt beweerd dat deze gecreëerd wordt, door de Klant. Mondelingen overeenkomsten zullen alleen geldig zijn wanneer deze door Sartorius schriftelijk worden bevestigd.
- b) De werknemers of vertegenwoordigers van Sartorius zijn niet bevoegd tot het afleggen van verklaringen inzake de Goederen of Diensten, tenzij dit schriftelijk is bevestigd door Sartorius. Bij het aangaan van de Overeenkomst erkent de Klant dat hij/zij niet afhankelijk is van en afstand doet van de vordering voor inbreuk op alle dergelijke verklaringen die niet aldus zijn bevestigd.
- c) Ieder advies of iedere aanbeveling, verstrekt door Sartorius of haar werknemers of vertegenwoordigers naar de Klant toe, of haar werknemers of vertegenwoordigers, met betrekking tot opslag,

toepassing of gebruik van de Goederen, welke niet schriftelijk door Sartorius is bevestigd, wordt uitsluitend op eigen risico door de klant op- of nagevolgd en dienovereenkomstig is Sartorius niet aansprakelijk voor dergelijke raad of advies, welke niet aldus is bevestigd. Marketing en ander promotiemateriaal gerelateerd aan de Goederen of Diensten dienen alleen ter illustratie en vormen geen onderdeel van de Overeenkomst. De Klant gaat bij het plaatsen van een order akkoord met het gegeven dat hij/zij niet zal bogen op enige verklaringen of beweringen van Sartorius anders dan expliciet uiteengezet in de Overeenkomst.

- d) Alle typografische, administratieve of andere fouten of omissies in verkoopliteratuur, offerte, prijslijst, aanvaarding van bestelling, factuur of andere documenten, uitgegeven door Sartorius, waaronder de website van Sartorius, zijn onder voorbehoud van correcties, zonder te leiden tot enige aansprakelijkheid van Sartorius.

4) BESTELLINGEN

- a) Sartorius verklaart, garandeert of representeert niet dat alle Goederen te allen tijde beschikbaar zullen zijn voor bestelling of, totdat een bestelling wordt geaccepteerd, dat Sartorius in staat is de gevraagde hoeveelheden te leveren.
- b) Bestellingen die zijn geaccepteerd door Sartorius kunnen niet door de Klant worden geannuleerd, tenzij na schriftelijke overeenkomst door Sartorius en op voorwaarde dat de Klant alle door Sartorius gemaakte verliezen (inclusief winstderving en alle materiaal- en arbeidskosten) geheel zal vergoeden, evenals schade, toeslagen en onkosten gemaakt door Sartorius als gevolg van de annulering.
- c) Een Offerte van Sartorius waarop geen aanvaarding van de deadline vermeld staat, kan worden ingetrokken door Sartorius, tenzij Sartorius binnen drie (3) weken vanaf de Offertedatum schriftelijke bevestiging van aanvaarding ontvangt van de Klant.

5) PRIJS

- a) De Prijs zal dezelfde zijn als aangegeven in de Offerte, of wanneer de Offerte zich hier niet over uitlaat, overeenkomstig de catalogusprijzen van Sartorius van dat moment.

- b) Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van elke Offerte en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en Sartorius, zijn alle door Sartorius verstrekte prijzen gebaseerd op CPT INCOTERMS 2020. De Klant is verantwoordelijk voor het betalen van de kosten gesteld door Sartorius voor transport, verpakking, bevrachting en verzekering.
- c) Alle prijzen zijn exclusief btw (of gelijkwaardige verkoopbelasting) verkoop, inhouding of andere belastingen (anders dan de inkomstenbelasting die mogelijk van toepassing is voor Sartorius), welke daarnaast door de Klant verschuldigd zijn. Indien enig bedrag, verschuldigd onder de Overeenkomst onderhevig is aan deze btw, verkoop, inhouding of alle andere belastingen welke het effect vertonen van vermindering van de som waarop Sartorius recht zou hebben, of zouden behouden van de Klant, onder de Overeenkomst, maar inzake dergelijke belastingen zal de Klant op verzoek van Sartorius een bijkomend bedrag betalen aan Sartorius ter hoogte van het tijdelijk bedrag dat door de wet wordt voorgeschreven inzake die belasting. Klanten binnen de EU zijn verplicht om hun btw-nummer aan te duiden.
- d) De in de Offerte vastgestelde prijs omvat de kosten voor arbeid, reizen en onderdelen, onder voorwaarde dat de Diensten worden uitgevoerd tijdens de in deze AV vermelde uren. Toeslagen voor diensten of goederen die niet zijn afgedekt door de Overeenkomst zullen afzonderlijk worden gefactureerd ten tijde van de levering, tegen de vigerende tarieven.

6) BETALINGSVOORWAARDEN

- a) Onder voorbehoud van enige bijkomende of andere voorwaarden, schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en Sartorius, zal Sartorius gerechtigd zijn om de Klant te factureren voor de Prijs van de Goederen en Diensten tijdens of na aflevering van de Goederen of het uitvoeren van de Diensten. Niettegenstaande het voorgaande, zal Sartorius, indien de Goederen worden opgehaald door de Klant of de wanneer de Klant geen levering van de Goederen overeenkomstig de Offerte accepteert, gerechtigd zijn om naast de in de Offerte beschreven prijs, de Klant tevens te factureren voor:
 - i) opslagkosten, welke 10 procent (10%) van de Prijs kunnen bedragen, per maand en voor een maximum van twee (2) maanden, nadat Sartorius de Klant voor het eerst in kennis heeft gesteld dat de Goederen klaarstaan om te worden opgehaald of (zoals het geval kan zijn) Sartorius de aflevering van de Goederen heeft aangeboden;
 - ii) de Prijs van de Goederen wanneer, twee maanden nadat Sartorius de Klant voor het eerst in kennis heeft gesteld dat de Goederen klaar staan om te worden opgehaald, of (zoals het geval kan zijn) Sartorius de aflevering van de Goederen voor het eerst heeft aangeboden, de Goederen nog steeds staan opgeslagen bij Sartorius.
- b) De Klant dient de Prijs te betalen in de factuurvaluta, binnen 30 dagen vanaf de datum op de factuur van Sartorius, onder voorbehoud van krediet, ondanks dat de levering of uitvoering mogelijk niet heeft plaatsgevonden en het eigendom van de Goederen niet is overgedragen aan de Klant.
- c) Indien de Klant niet op de afgesproken datum betaalt, zal Sartorius, onverminderd alle andere recht op herstel dat Sartorius tot haar beschikking heeft, gerechtigd zijn om: (i) de Overeenkomst te annuleren of alle verdere leveringen of dienstuitvoering aan de Klant op te schorten; en (ii) de Klant rente te berekenen (zowel voor als na enig vonnis) over het niet betaalde bedrag, tegen de hoogste kosten die de wet voorschrijft voor deze Overeenkomst, totdat volledige betaling een feit is. Rente zal worden opgebouwd op dagelijkse basis en gelden vanaf de vervaldatum voor betaling totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, voor of na het vonnis.
- d) Alle betalingen dienen volledig te worden afgedragen, evenals beschikbare middelen, zonder aftrek of enige verrekening van tegenvordering, overeenkomstig de betalingsvoorwaarden in de Offerte.
- e) Sartorius kan van de Klant eisen dat laatstgenoemde, twee (2) weken voor leverdatum een onherroepelijke en bevestigende kredietbrief, een bankobligatie of een bankgarantie als betalingsgarantie verstrekt. Klant is niet toegestaan retentierechten te doen gelden of tegenvorderingen van Klant te verrekenen die niet worden erkend door Sartorius, niet zijn

vastgelegd in een door de rechtbank definitief uitgesproken vonnis en nog niet ontvankelijk zijn voor een besluit in een gerechtelijk geschil.

- f) Sartorius is niet verplicht tot het accepteren van cheques of wissels als betalingsmethode. Aanvaarding van dergelijke betalingsmethoden moet vooraf worden overeengekomen en zal alleen plaatsvinden uit hoofde van schulddelging en zal niet worden beschouwd als uitvoering ter algehele kwijting van een betalingsverplichting. Alle gerelateerde kosten zullen worden gedragen door de Klant. Creditnota's uit cheques en wissels zullen plaatsvinden middels aftrek van kosten en met voorbehoud van ontvangst en tegen de waarde op de dag dat Sartorius toegang heeft tot de equivalente waarde.

7) LIABILITY

- a) Behalve met betrekking tot overlijden of lichamelijk letsel, voortvloeiend uit nalatigheid van de kant van Sartorius, zal Sartorius geen verantwoordelijkheid dragen jegens de Klant op grond van enige verklaring, impliciete garanties, conditie of andere voorwaarde of plicht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van de Overeenkomst, voor enig indirect verlies of indirecte gevolgschade (winstderving of anderszins), kosten, onkosten of andere claims voor welke andere vergoeding voor gevolgschade ook (en of dit wel of niet is veroorzaakt door nalatigheid van Sartorius, haar werknemers, aangeslotenen, vertegenwoordigers of anderen), welke voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de Overeenkomst, behalve daar waar dit uitdrukkelijk in deze Voorwaarden aangegeven wordt.
- b) Sartorius is niet verantwoordelijk voor de correcte keuze van Goederen voor het beoogde doel in het individuele geval en voor de correcte onderlinge verbinding van dergelijke Goederen of voor koppeling aan producten van de Klant. Dit is de volledige verantwoordelijkheid van de Klant of de persoon die namens de Klant de installatie en aansluitingen verricht. Sartorius wijst alle aansprakelijkheid voor foutieve en incorrecte aansluiting van Goederen en inzake elk gebruik dat niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving in het land van gebruik, van de hand.
- c) Sartorius zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant of

geacht worden inbreuk te hebben gepleegd op de Overeenkomst vanwege enige vertraging in de uitvoering of het niet nakomen van de uitvoering van Sartorius' verplichtingen onder de Overeenkomst, indien de vertraging of deze tekortkoming voortvloeit uit een geval van overmacht.

- d) Voor zover toegestaan door toepasselijk recht en niettegenstaande enig artikel in de Overeenkomst dat hiermee strijdig is, zal de totale aansprakelijkheid van Sartorius, onder of in verband met deze Overeenkomst, of zij nu te wijten is aan een fout (inclusief nalatigheid), contract of op enige andere wijze, niet hoger zijn, in totaal, minder dan: i) direct bestaande schades bij de Klant, of ii) de Prijs welke de Klant heeft betaald aan Sartorius voor de Goederen of Diensten die aanleiding geven tot een dergelijke claim.
- e) Onverminderd clausule 7(i) zal Sartorius niet aansprakelijk zijn jegens de Klant voor enig (i) verlies aan winst of omzet; (ii) verlies van of schade aan data of informatiesystemen; (iii) verlies van contractwerk of zakelijke mogelijkheden; (iv) verlies van verwachte besparingen; (v) verlies van goodwill; of (vi) enige indirecte, specifieke of gevolgschade.
- f) Geen der Partijen zal aansprakelijk zijn jegens de ander vanwege inbreuk op deze Overeenkomst voor zover een dergelijke inbreuk wordt veroorzaakt door inbreuk op deze Overeenkomst door de andere Partij.
- g) Sartorius zal geenszins aansprakelijk zijn voor enige direct of indirect geleden schade, door enig persoon als gevolg van (i) de verrichtingen of het gebruik van Goederen in combinatie met alle andere hardware of software die niet is geleverd door Sartorius; (ii) elke wijziging aan de Goederen of componenten, inclusief, zonder beperkingen, de Software, gefabriceerd door de Klant of een derde; (iii) het gebruik van software van derden, geleverd door Sartorius valt hieronder; en/of (iv) elke tekst, omschrijving, handelsmerken, apparaten en andere zaken die op de Goederen gedrukt staan, op verzoek van de Klant of overeenkomstig de Klantspecificatie.
- h) In het geval dat de Goederen, geleverd onder deze Overeenkomst, Goederen zijn die een Systeem vormen, zal de Klant Sartorius schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen elke claim of dreigende claim

voor schades, boetes, kosten en onkosten (inclusief eventuele advocatenhonoraria) die direct of indirect voortvloeien uit (i) de fabricage, het gebruik, de verkoop, distributie, marketing of commerciële exploitatie van enig farmaceutisch product of andere stof of afgeleide door de Klant die het systeem gebruikt; of (ii) modificatie van het Systeem door de Klant of een derde.

- i) Tenzij Sartorius of haar vertegenwoordigers nalatig zijn, zal de Klant Sartorius en haar vertegenwoordigers vrijwaren van alle claims jegens Sartorius, naar voren gebracht door de eigen vertegenwoordigers van de Klant, voortvloeiend uit lichamelijk letsel of overlijden of vermissing van eigendommen tijdens aanwezigheid op het terrein van Sartorius of tijdens communicatie met of het assisteren van Sartorius bij haar werkzaamheden (indien van toepassing) op de locatie van de Klant.

8) ONTBINDING

- a) Deze Overeenkomst kan onmiddellijk door een van beide partijen worden ontbonden middels schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, wanneer de andere Partij: (i) wezenlijk tekortschiet jegens deze Overeenkomst en een dergelijke tekortschietsing, als deze al kan worden hersteld, niet wordt hersteld binnen twintig (20) werkdagen vanaf de ontvangst van de schriftelijke melding om dit te bewerkstelligen; of (ii) insolvent wordt verklaard of verwickeld raakt in een faillissements- of insolventieprocedure, of wettelijke ontbindingsregeling, of anderszijds niet in staat is haar schulden af te lossen waar deze doorgaans verschuldigd zijn; of (iii) verwickeld raakt in inbeslagname, een rechterlijk bevel of dwangbevel wat een wezenlijk nadelig effect heeft op haar activiteiten; of (iv) een overdracht treft ten behoeve van haar schuldeisers, anders dan krachtens de bepalingen in de financierings- of kredietinstrumenten in de gebruikelijke uitoefening van haar bedrijf of wordt verzocht een faillissementsregeling te treffen; of (v) een substantiële wijziging uitvoert in haar beheers- of controlesysteem.
- b) Indien deze clausule van toepassing is zal Sartorius, onverminderd alle andere recht op herstel dat Sartorius tot haar beschikking heeft, gerechtigd zijn de Overeenkomst te annuleren of alle onder de Overeenkomst vallende verdere leveringen of diensten op te schorten zonder

enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en indien de Goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn uitgevoerd, maar niet betaald, wordt het verschuldigde bedrag direct opeisbaar ondanks enige eerdere overeenkomst of regeling die hiermee strijdig zou zijn.

9) INDEMNIFICATIE

- a) Klant gaat akkoord met het schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren van Sartorius van en tegen alle kosten, verliezen, onkosten, schades, claims, aansprakelijkheden of boetes inclusief, maar niet beperkt tot eventuele advocatenhonoraria en gerechtskosten, voortvloeiend uit of optredend in verband met (i) een claim van inbreuk op een patent of andere eigendomsrechten van enig persoon of partij voor zover de Goederen werden gefabriceerd volgens de door de Klant geleverde of geëiste Specificaties; of (ii) alle daadwerkelijke of vermeende letsel aan of overlijden van personen en alle schade aan of vernieling van eigendom, direct of indirect voortvloeiend uit of gerelateerd aan de Goederen, verkocht volgens de Overeenkomst, of enig product of artikel gefabriceerd met behulp van deze Goederen, of gerelateerd aan de producten, artikelen of apparatuur die wordt onderhouden onder de Overeenkomst, behalve voor de kosten, verliezen, aansprakelijkheden of boetes die direct zijn veroorzaakt door, of voortvloeien uit opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door Sartorius; of (iii) opzettelijk wangedrag en/of grove nalatigheid door Klant, haar werknemers of vertegenwoordigers.
- b) Sartorius stemt erin toe de Klant te verdedigen en schadeloos te stellen en Klant te vrijwaren van en tegen alle kosten, verliezen, onkosten, schades, claims, aansprakelijkheden of boetes, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele advocatenhonoraria en gerechtelijke kosten, voortvloeiend uit of optredend vanwege nalatigheid en/of opzettelijk wangedrag van Sartorius, haar werknemers of vertegenwoordigers.

10) VERZEKERING

De Klant zal op eigen kosten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanhouden, inclusief een productaansprakelijkheidsverzekering, een

verzekering voor schade aan eigendommen, een aansprakelijkheidsverzekering, een verzekering voor uitgevoerde acties en een contractuele aansprakelijkheidsverzekering en deze dekking en grenzen aanhouden tegen commercieel redelijke bedragen. Verder zal Klant op eigen kosten een werknemersongevallenverzekering aanhouden, evenals alle andere wettelijk verplichte verzekeringen, tegen commercieel redelijke bedragen. Klant zal op enig schriftelijk verzoek Sartorius direct akten van verzekering doen toekomen aan Sartorius, teneinde bewijs te leveren voor dekkingen, grenswaarden en vervaldata van de respectievelijke verzekeringspolissen.

11) NALEVINGSVEREISTEN

- a) De Klant en Sartorius zullen alle toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften naleven, in het bijzonder de toepasselijke exportbepalingen en sanctieprogramma's. De Klant stemt er tevens in toe geen software of technologie te zullen exporteren, re-exporteren of overbrengen, die is ontwikkeld middels of met gebruikmaking van door Sartorius aangeboden informatie, software of technologie, ter schending van toepasselijke wetten of voorschriften van de bevoegde autoriteiten. Daarnaast zal de Klant ook geen gebruikmaken van Goederen, Diensten, informatie, Software en technologie die is aangeboden door Sartorius in of in verband met nucleaire technologie of massavernietigingswapens (nucleair, biologisch of chemisch) en transporteurs daarvan en zal ook geen militaire klanten bevoorraden.

Goederen en diensten kunnen onderworpen zijn aan internationale of nationale exportrestricties. Aanvaarding en levering van de bestelling zal plaatsvinden middels strikte naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en embargovoorschriften. Aanvaarding en uitvoering van orders voor Goederen en diensten die goedkeuring vereisen, zijn onderhevig aan de uitgifte van de geldende exportvergunningen door de autoriteiten van het betreffende land. Indien Goederen en diensten goedkeuring vereisen, vraagt Sartorius de eindgebruiker om een adequate Eindgebruikerverklaring, waarin het exacte gebruik van de Goederen en diensten vermeld staat, inclusief een informatief bedrijfsprofiel. Goederen en diensten worden uitsluitend verstrekt voor civiele en vreedzame doeleinden. Middels de aankooporder gaat de Klant akkoord met het

naleven van alle toepasselijke wetten en het tijdig leveren van alle gevraagde informatie en gegevens, teneinde de benodigde documenten te verkrijgen.

- b) Geneesmiddelen, Cosmetics, Voedsel: voor Klanten in de geneesmiddelen-, cosmetische en/of voedselindustrie wordt uitdrukkelijk begrepen en overeengekomen dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het naleven van de wetten, regelgeving en procedures die op haar industrie van toepassing zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, medische vereisten, algemene fabricagerichtlijnen en toepasselijke wetgeving, opdrachten en andere bepalingen.
- c) Gegevensbescherming: Sartorius zal persoonlijke gegevens van de Klant vragen, verwerken en gebruiken, teneinde de verzoeken, claims, bestellingen of reparaties van de Klant te kunnen uitvoeren en ook voor het continueren van de relatie met de Klant. Sommige van deze gegevensverwerkende activiteiten worden uitgevoerd namens Sartorius, door Sartorius Corporate Administration GmbH, Duitsland, haar filialen of externe dienstverleners. Deze bedrijven kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief gebieden buiten de Europese Unie. Voor alle gevallen waarbij overdracht van persoonlijke gegevens aan de orde is, zal Sartorius naleving van regels voor gegevensbescherming garanderen. Daarnaast zal Sartorius deze gegevens overdragen aan de autoriteiten indien zij daartoe wettelijk verplicht wordt. Individuen hebben het recht om hun door Sartorius verwerkte gegevens in te zien en te laten wijzigen. Onder de juridische vereisten van wetten inzake gegevensbescherming, kunnen individuen ook eisen dat hun gegevens worden verwijderd of geblokkeerd. Voor meer informatie, zie het gegevensbeschermingsbeleid van Sartorius op <https://www.sartorius.com/en/data-protection>.
- d) Anti Corruptie Wetten, U.S. Foreign Corrupt Practices Act en UK Bribery Act: Klant erkent dat: (a) Sartorius kan worden onderworpen aan de Foreign Corrupt Practices Act van 1977 van de Verenigde Staten van Amerika, 91 Statutes at Large, Secties vanaf 1495 (de "FCPA"); en, (b) Sartorius kan zijn onderworpen aan andere "Bribery en corruption laws", inclusief, zonder beperking, de UK Bribery Act en lokale wetten voor de hieronder vallende rechtsgebieden. Klant

verklaart verder dat zij bekend is met de bepalingen van de FCPA, de UK Bribery Act en de toepasselijke lokale omkoop- en corruptiewetten en geen actie zal ondernemen dan wel toestaan, die een inbreuk vormt of een schending van, of zorgt dat Sartorius de bepalingen van de FCPA, de UK Bribery Act of de toepasselijke lokale omkoop- of corruptiewet schendt.

12) OVERIG

- a) Elke onder deze AV vereiste of toegestane mededeling van de ene partij naar de andere zal schriftelijk plaatsvinden, geadresseerd aan de andere partij op het adres van de vestigingsplaats of hoofdvestiging of ander adres dat ten tijde van de mededeling is doorgegeven, krachtens deze bepaling, aan de partij die de mededeling doet.
- b) In het geval dat Sartorius afstand doet van zijn rechten inzake een schending van de Overeenkomst door de Klant kan dit nooit worden geïnterpreteerd als het doen van afstand van enig recht in geval van een volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling van de Overeenkomst.
- c) Indien de individuele bepalingen uit deze AV geheel of gedeeltelijk ineffectief zijn of worden, zullen de overgebleven bepalingen in de AV daardoor niet worden beïnvloed. Dit geldt ook indien een onbedoelde weglating wordt gevonden in de Overeenkomst. Een geheel of gedeeltelijk ineffectieve bepaling zal worden vervangen, of een onbedoelde weglating in de AV zal worden gevuld met een adequate bepaling die, voor zover mogelijk, de originele intentie van de contractuele partijen zo dicht mogelijk benadert of overeenkomt met wat zij voor ogen hadden volgens de betekenis en het doel deze AV, als zij zich bewust waren geweest van de ineffectiviteit of weglating van de betreffende bepaling.
- d) Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing op deze overeenkomst.

In het geval dat de Klant zich in de Europese Unie of

het VK bevindt, moeten eventuele geschillen uit hoofde van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de lokale rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Sartorius. De partijen stemmen hierbij in met de persoonlijke jurisdictie en exclusieve locatie van deze rechtbanken. Bovendien heeft Sartorius het recht om naar eigen goeddunken zijn eigen vorderingen te doen gelden bij de bevoegde rechter van de Klant. Nadat een rechtszaak is aangespannen, is leverancier op grond van zijn eigen rechten en vorderingen beperkt tot het instellen van een tegenvordering bij de specifieke rechtbank waarbij de oorspronkelijke vordering is ingesteld of tot verrekening van zijn eigen vordering met de vordering die in die vordering bij de rechtbank is ingesteld.

In het geval dat de Klant zich buiten de Europese Unie of het VK bevindt, zullen alle geschillen, controverses of beweringen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de geldigheid ervan definitief worden beslecht volgens de ICC-regels voor bemiddeling en arbitrage zonder een beroep te doen op de gewone rechtbanken (behalve met betrekking tot kort geding). De plaats van arbitrage is de plaats van de maatschappelijke zetel van Sartorius. Sartorius heeft het recht om naar eigen discretionaire bevoegdheid haar eigen vorderingen te doen gelden op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Klant. De arbitrale procedure dient in de Engelse taal te worden gevoerd.

- e) Iedere partij verplicht zich ertoe dat alle vertrouwelijke informatie vertrouwelijk gehouden zal worden en geen gebruik zal maken van de vertrouwelijke informatie van de andere Partij, noch deze zal onthullen aan wie dan ook, behalve (i) aan sommige vertegenwoordigers die deze kennis nodig hebben om aan verplichtingen onder deze Overeenkomst te kunnen voldoen, op voorwaarde dat een dergelijke partij dient te verzekeren dat elke vertegenwoordiger aan wie deze vertrouwelijke informatie wordt onthuld, zich bewust is van de vertrouwelijk aard en toestemt in het naleven van deze clause als ware het een partij; (ii) het onthullen van vertrouwelijke informatie wanneer dit zou worden verplicht krachtens de wet, een gerechtshof of overheidsregelgever of toezichhoudende autoriteit of een andere autoriteit in het bevoegde rechtsgebied.

- f) Orders zijn niet toewijsbaar of overdraagbaar, geheel dan wel gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sartorius.
- g) Alle marketing, promotie- of ander publiciteitsmateriaal, hetzij op schrift, hetzij elektronisch, dat refereert aan Sartorius, haar filialen, haar producten of aan deze AV, moet worden goedgekeurd door Sartorius voor gebruik of uitgave.
- h) Sartorius, of haar filialen, is eigenaar van bepaalde eigen merknamen, handelsmerken, handelsnamen trademarks, logo's en ander intellectueel eigendom. Behalve wanneer expliciete toestemming van Sartorius heeft plaatsgevonden, is gebruik van merknamen, handelsmerken, handelsnamen, logo's of ander intellectueel eigendom van Sartorius of haar filialen niet toegestaan, noch de toepassing, het registratiegebruik van welke teksten, zinnen of symbolen dan ook, welke in hoge mate gelijken op merknamen, handelsmerken, handelsnamen, logo's of ander intellectueel eigendom van Sartorius of van haar filialen, omdat deze kunnen leiden tot verwarring of onzekerheid, of in deze op enige wijze kunnen leiden tot benadeling of inbreuk, of goedkeuring door Sartorius zouden kunnen impliceren van producten en diensten van een andere entiteit.
- i) Niets in deze Overeenkomst zal worden geacht een partnership tussen de partijen te vormen of een van de partijen de vertegenwoordiger van de andere te maken voor enig doel. Daarnaast zullen elk van de partijen volledig verantwoordelijk blijven voor hun eigen handelen, statements, verbintenissen, prestaties, producten (in het geval van Sartorius zijn de andere voorwaarden van deze AV in relatie tot de Goederen en Diensten van toepassing), en personeel.
- j) Niets in dit document vormt de intentie om derden rechten toe te kennen die tegen Sartorius gebruikt kunnen worden.

DEEL II- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN GOEDEREN

Indien de Klant Goederen van Sartorius koopt, zijn de volgende bepalingen van expliciete toepassing in relatie tot de aanschaf en verkoop van Goederen, en Goederen

alleen, naast de bepalingen in Deel I van deze AV:

13) SPECIFICATIES

- a) De Klant is verantwoordelijk jegens Sartorius voor het garanderen van de juistheid van de begrippen in elke order (inclusief alle van toepassing zijnde Specificaties) geplaatst door de Klant ("Klantspecificatie"), en voor het tijdig verstrekken van de benodigde informatie aan Sartorius, in relatie tot de Goederen, om Sartorius in staat te stellen de Overeenkomst conform de voorwaarden uit te voeren.
- b) De hoeveelheid, kwaliteit en omschrijving, alsmede enige Specificatie van de Goederen zullen gelijk zijn aan dat wat wordt vermeld in de Offerte van Sartorius.
- c) Indien de Goederen moeten worden gefabriceerd of Sartorius dient er een bewerking aan te verbinden, overeenkomstig een door de Klant verstuurd Klantspecificatie, zal de Klant Sartorius schadeloos stellen voor alle verliezen, kosten en onkosten die worden opgelegd aan of gedragen door Sartorius in verband met of betaald of overeengekomen om te worden betaald door Sartorius ter afwikkeling van een claim voor inbreuk op Intellectuele eigendomsrechten van enig ander persoon, welke resulteert uit het gebruik van de Specificatie van de Klant door Sartorius.
- d) Sartorius behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen (i) in de Specificatie of, indien van toepassing, Klantspecificatie van de Goederen waarvan vereist wordt dat ze in overeenstemming zijn met de toepasselijke veiligheids- en andere wettelijke vereisten; en/of (ii) waar de Goederen dienen te worden geleverd volgens de Specificatie van Sartorius, inzake de componenten, functionaliteit of prestatiekenmerken van de Goederen geleverd volgens een reeds staande order, mits de Goederen in materieel opzicht blijven voldoen aan de Specificatie of Klant Specificatie die van kracht was ten tijde van de order.

14) LEVERING

- a) De Goederen zullen worden geleverd op de aanleverlocatie op of voor de in de Offerte gespecificeerde data. Sartorius zal de Klant zo snel

als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk informeren wanneer zij zich bewust wordt van een mogelijke vertraging in de levering, waarbij indien mogelijk een herziene schatting zal worden gegeven. De Goederen kunnen in delen worden geleverd. Vertragingen of tekortkomingen in een levering geven de Klant niet het recht op annulering van alle andere afleveringen binnen de Overeenkomst. Tenzij de Partijen anders overeenkomen, dient verpakkingsmateriaal te worden afgevoerd door en op kosten van de Klant.

- b) Sartorius zal zich redelijkerwijs inspannen om aan de leverdata te voldoen, maar deze data zijn slechts schattingen en de tijd van levering is niet van wezenlijk belang en Sartorius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering van de Goederen, om welke reden die dan ook wordt veroorzaakt. De Goederen kunnen door Sartorius worden geleverd op een moment voor de opgegeven levertijd, na melding aan de Klant binnen een redelijke termijn.
- c) De Klant erkent dat enig verschil in de hoeveelheden van de bestelde Goederen van 10% meer of 10% minder niet kunnen worden beschouwd als tekortkoming van Sartorius in het leveren van de bestelde Goederen, mits Sartorius de Klant alleen voor de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid factureert en de Klant alleen deze hoeveelheid hoeft te betalen.
- d) Indien Sartorius in het geheel niet in staat is om de Goederen te leveren om een reden die anders is dan een oorzaak buiten haar controle, of een fout van de Klant, en Sartorius is overeenkomstig aansprakelijk jegens de Klant, zal de aansprakelijkheid van Sartorius beperkt blijven tot de Prijs van de Goederen die Sartorius heeft nagelaten te leveren.

15) RISICO EN EIGENDOM

- a) Het risico van schade aan of verlies van de Goederen zal overgaan op de Klant: (i) voor goederen geleverd op het terrein van Sartorius, op het moment dat Sartorius aan de klant meldt dat de Goederen klaarstaan om te worden opgehaald; of (ii) voor goederen die worden geleverd op een locatie anders dan het terrein van Sartorius, op het

moment van levering of, indien de Klant ten onrechte verzuimt de Goederen in ontvangst te nemen, op het moment dat Sartorius de levering van de Goederen heeft aangeboden.

- b) Niettegenstaande levering en het overgaan van het risico inzake de Goederen, of enige andere bepaling in deze Voorwaarden, zal het eigendom van de Goederen niet overgaan op de Klant totdat Sartorius het gehele bedrag van de Prijs van de Goederen volledig heeft ontvangen, in contanten of beschikbare fondsen.
- c) Tot het moment dat het eigendom van de Goederen overgaat op de Klant, zal de Klant de Goederen in bewaring nemen als zaakwaarnemer en bewaarder voor Sartorius en de Goederen apart houden van de eigen producten van de Klant en derden en correct opgeslagen, beschermd en verzekerd en geïdentificeerd als eigendom van Sartorius en de Goederen met alle redelijke zorg behandelen en deze in de staat houden in welke zij werden geleverd en Sartorius direct op de hoogte stellen in een voorkomend geval van insolventie en Sartorius, na redelijke kennisgeving, toestaan om de Goederen tijdens de normale openingsuren van de Klant te inspecteren en Sartorius te voorzien van de informatie omtrent de Goederen waar Sartorius zo nu en dan om kan vragen. Tot het moment waarop de Klant zich bewust wordt, of zich bewust had kunnen worden van een geval van insolventie dat plaatsvindt of plaats zou kunnen vinden, is de Klant gerechtigd om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in het normale verloop van de bedrijfsvoering, maar moet aan Sartorius verantwoording afleggen voor de opbrengsten van de verkoop of anderszins van de Goederen, hetzij tastbaar of niet-tastbaar, inclusief opbrengsten uit verzekeringen, en alle opbrengsten daaromtrent separaat dienen te houden van ander inkomen of eigendom van de Klant en derden en, in het geval van tastbare opbrengsten, correct opgeslagen, beschermd en verzekerd. Indien de Klant de Goederen verkoopt overeenkomstig het voorgaande, zal de aanspraak direct voorafgaande aan de wederverkoop overgaan op de Klant. Indien, op enig moment voordat de aanspraak op de Goederen overgaat op de Klant, deze Sartorius op de hoogte stelt, of Sartorius redelijkerwijs aanneemt dat de Klant te maken heeft gehad of waarschijnlijk te maken krijgt met een geval van insolventie, kan Sartorius (i) van de Klant eisen dat hij de Goederen

terug levert aan Sartorius (op kosten van de Klant, indien aldus verzocht door Sartorius); en/of (ii) indien de Klant dit nalaat, het terrein waar de Goederen zijn opgeslagen onmiddellijk betreden, teneinde zich de Goederen weer toe te eigenen.

- d) Tot het moment waarop het eigendom van de Goederen overgaat naar de Klant (en mits de Goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht), is Sartorius op elk moment gerechtigd om van de Klant te eisen dat deze de Goederen aan Sartorius levert, en indien de Klant nalaat dit onverwijld te doen, het terrein van de Klant of een derde, waar de Goederen zijn opgeslagen, te betreden teneinde zich de Goederen weer toe te eigenen.
- e) De Klant is niet gerechtigd om enige van de Goederen, die eigendom van Sartorius blijven, te verpanden of bij wijze van zekerheid in rekening te brengen voor enige schuld, echter indien de Klant dat doet, zal het door de Klant aan Sartorius gehele verschuldigde bedrag (zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of rechtsmiddel van Sartorius) onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.

16) GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN

- a) Onderhevig aan de hier beschreven voorwaarden, garandeert Sartorius dat de Goederen overeen zullen komen met hun Specificatie op het moment van levering en vrij zullen zijn van defecten in materiaal en fouten in de werkzaamheden gedurende de garantieperiode van Goederen. Sartorius zal, naar eigen keuze, de Goederen repareren, vervangen of de Prijs ervan terugbetalen indien zij niet voldoen aan deze clause 16(a) mits de Klant Sartorius daarvan schriftelijk op de hoogte stelt (i) wanneer defecten kunnen worden ontdekt middels een fysieke inspectie die niet later plaatsvindt dan vijf (5) werkdagen na de aankomst van de Goederen op de afleverlocatie; of (ii) in geval van latente defecten, binnen een redelijke periode vanaf de aankomst van de Goederen op de afleverlocatie, dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan deze clause 16(a) en waarbij de aard en omvang van de defecten voldoende gedetailleerd worden vastgesteld, overeenkomstig het retourbeleid van Sartorius, dat zo nu en dan aan de Klant kan worden

meegedeeld. De Klant wordt geacht de Goederen te accepteren indien deze Sartorius niet op de hoogte stelt van enige tekortkoming van de Goederen, in naleving van deze clause 16(a), binnen de bovengenoemde tijdsperioden.

- b) Bovengenoemde garantie wordt afgegeven door Sartorius behoudens de volgende voorwaarden: (i) Sartorius is niet aansprakelijk met betrekking tot defecten aan de Goederen die voortvloeien uit tekeningen of ontwerp van de Klant Specificatie die door de Klant zelf is geleverd; en (ii) Sartorius aanvaard geen aansprakelijkheid inzake enig defect voortvloeiend uit slijtage, opzettelijke beschadiging, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, nalaten om de instructies van Sartorius te volgen (hetzij mondeling of schriftelijk) met betrekking tot opslag, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van de Goederen of een juiste werkwijze in relatie tot de opslag, installatie, ingebruikname, gebruik of onderhoud van de Goederen, verkeerd gebruik of wijziging of reparatie aan de Goederen zonder toestemming van Sartorius; (iii) onder bovenstaande garantie (of alle andere garantie, voorwaarde of waarborg) is Sartorius geenszins aansprakelijk indien de totale Prijs voor de Goederen niet is betaald op de vervaldatum voor de betaling; (iv) bovengenoemde garantie geldt niet voor onderdelen of materialen die niet door Sartorius zijn gefabriceerd, waarvoor de Klant alleen gerechtigd zal zijn ten gunste van een dergelijke garantie of waarborg zoals door de fabrikant verstrekt aan Sartorius; (v) onder bovenstaande garantie (of alle andere garantie, voorwaarde of waarborg) is Sartorius geenszins aansprakelijk wanneer de Klant Goederen gebruikt na Sartorius op de hoogte te hebben gesteld dat dergelijke Goederen niet voldoen aan clause 16(a) hiervan; (vi) onder bovenstaande garantie (of alle andere garantie, voorwaarde of waarborg) is Sartorius geenszins aansprakelijk wanneer een dergelijke tekortkoming zich voordoet als gevolg van schade of verlies wat plaatsvindt nadat het risico op de Goederen is overgedragen aan de Klant.
- c) Behoudens, zoals uitdrukkelijk vastgesteld in deze AV, worden alle garanties, voorwaarden of andere waarborgen, krachtens statuut of wetgeving uitgesloten voor zover de wet dit

toestaat. Met uitzondering van de vermelding in deze Sectie 16, geeft Sartorius geen garantie of voorwaarde en doet geen uitspraken in relatie tot de Goederen.

17) INTELLECTUEEL EIGENDOM

- a) Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst of het opzeggen of aflopen van deze Overeenkomst, is Sartorius eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen in en inzake alle Intellectuele Eigendom, gerelateerd aan Goederen die het bezit zijn of beheerd worden door Sartorius vanaf de datum van de Offerte, en alle intellectuele eigendom ontwikkeld door Sartorius na de schriftelijke bevestiging daarvan met betrekking tot de order, mits er geen exclusieve afhankelijkheid heerst of wezenlijk gebruik: (i) de vertrouwelijke informatie van de Klant; of (ii) intellectueel eigendom dat behoort aan de Klant. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld in dit document, voorzien deze AV geen overdracht, toewijzing, lease, licentie of andere vorm van verstrekking van recht of belang aan de Klant, in of over intellectueel eigendom van Sartorius. Inkoop en onderhoud of auteursrecht of intellectueel eigendom gerelateerd aan de Goederen of alle andere eigendomsrechten gerelateerd aan enige technologie, inclusief elke uitvinding waarvan Sartorius eigenaar is, zal worden uitgevoerd of nagestreefd naar goeddunken en op kosten van Sartorius.
- b) Mochten de Goederen, of enig deel daarvan, onderwerp gaan vormen of, in de opinie van Sartorius, lijken te gaan vormen, van een eventuele vordering wegens inbreuk, dan zal de Klant Sartorius toestaan, naar keuze en op kosten van Sartorius, om of (i) de rechten aan te schaffen zodat Klant de Goederen kan blijven gebruiken; of (ii) de Goederen (of de betreffende delen of elementen daarvan) te vervangen of zo te wijzigen dat die Goederen, of delen daarvan, niet langer inbreuk maken, mits dergelijke vervanging en/of wijziging geen aanzienlijke invloed heeft op de functionaliteit of efficiëntie van de Goederen. De verplichting van Sartorius onder deze clause is niet van toepassing op Goederen die door de Klant, anders dan in overeenstemming met de Overeenkomst of instructies van Sartorius, zijn aangepast of gebruikt. De Klant vrijwaart Sartorius

tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten en onkosten die Sartorius maakt of oploopt in verband met eventuele claims als gevolg van dergelijke aanpassingen of gebruik.

- c) In relatie tot handelsmerken die zijn vastgemaakt aan of verwerkt in de Goederen, zal het gebruik van de handelsmerken voldoen aan deze Overeenkomst en aan de merkrichtlijnen (indien van toepassing) van Sartorius (of van de licentieverlener) die zo nu en dan worden verstrekt aan de Klant en alle met het gebruik van handelsmerken samenhangende goodwill zal groeien ten behoeve van Sartorius (of haar licentieverlener) en op verzoek van Sartorius zal de Klant op eigen kosten alle documenten tekenen en al het nodige doen om een dergelijke goodwill aan Sartorius of haar licentieverlener toe te wijzen, mocht dat zo zijn. De Klant verbindt zich er niet toe registratie aan te vragen of hetzelfde handelsmerk of een verwarrend soortgelijk merk te registreren of iemand anders te regelen voor of te assisteren in deze taak en behalve voor zover schriftelijk toegestaan door Sartorius, zal de Klant een dergelijk handelsmerk niet wijzigen of verwijderen van de Goederen.

18) SYSTEMEN EN SOFTWARE

Indien Klant een Softwarelicentie heeft gekregen van Sartorius, inclusief software in licentie gegeven in verband met de aanschaf van Goederen en alle andere software of firmware ingebed in, geladen op of anderszins geassocieerd met de aangeschafte Goederen, zullen de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

- a) Sartorius gunt Klant het niet-exclusieve recht en de licentie om de kopie van de Software te gebruiken in objectvorm, die op de leesbare computermedia staat, die door Sartorius is verstrekt aan de Klant.
- b) De Software en aanverwante auteursrechten behoren tot Sartorius, door een bij Sartorius aangesloten bedrijf, en/of door bepaalde leveranciers van Sartorius en haar aangesloten bedrijven, en aanspraak op de Software in het algemeen of de respectievelijke auteursrechten zullen niet overgaan naar de Klant als gevolg van gebruik van de Software door de Klant. De licentierechten die hier zijn gegund mogen niet

worden overgedragen aan een andere partij zonder schriftelijke toestemming van Sartorius.

- c) De Software wordt beschermd door de respectievelijke nationale auteursrechtswetten en internationale verdragen en de Klant mag dit niet kopiëren of laten kopiëren, maar de Klant heeft het recht om (i) kopieën te maken die nodig zijn voor het gebruik van de Software door de Klant overeenkomstig het beoogde doel, inclusief voor het herstellen van fouten, (ii) het dupliceren van de Software voor back-up of archiefdoeleinden en de Software over te dragen naar een back-up computer wanneer de computer uitvalt, of (iii) observeren, bestuderen of testen van het functioneren van de Software om te de ideeën en principes te bepalen welke aan een element van Software ten grondslag liggen. Indien de Klant dit doet tijdens laden, weergeven, laten lopen, verzenden of opslaan van de Software, waartoe hij gerechtigd is.
- d) Klant dient (i) het Goed en gerelateerde documentatie niet te gebruiken voor menselijke in-vitro diagnostica, (ii) en de Software niet te gebruiken anders dan met de aangeschafte Goederen of voor enig doel buiten het toepassingsgebied van de applicatie voor welke die is geleverd, en (iii) de reverse engineering, ontmanteling, decompilatie, modificatie of adaptatie van de Software niet te veroorzaken of toe te staan of de combinatie van de Software met alle andere software tenzij, maar slechts voor zover onontbeerlijk voor het vergaren van de benodigde informatie om de interoperabiliteit van de Software met andere programma's te bewerkstelligen, mits de informatie die nodig is om interoperabiliteit te bewerkstelligen niet eerder vrij verkrijgbaar is geweest voor de Klant, en (iv) de Software niet te verplaatsen naar een ander land, in strijd met toepasselijke invoer- of uitvoerbepalingen. De Klant verplicht zich ertoe zich afzijdig te houden van het verwijderen van de merktekens van de fabrikant en in het bijzonder de auteursrechtvermeldingen, of deze te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sartorius. Alle andere rechten in en jegens de Software en de documentatie, inclusief kopieën daarvan blijven onderdeel van Sartorius. De Klant is niet gerechtigd sublicenties uit te geven inzake de Software.
- e) De Klant beseft daarnaast dat haar gebruik van de Software onderhevig is aan de voorwaarden van licentieovereenkomsten of vermeldingen van een derde door Sartorius aan de Klant verstrekt en aan de rechten van alle andere externe eigenaren of leveranciers van software of firmware inbegrepen in de Software, en de Klant dient te voldoen aan de voorwaarden van dergelijke licentieovereenkomsten van derden en rechten die vooraf door Sartorius zijn verstrekt.
- f) De Software valt onder de toepasselijke beperkte garanties voor het Systeem, zoals uiteengezet in Sectie 16 en niet onder andere garanties, expliciet of impliciet.
- g) Sartorius doet geen uitspraken, geeft geen garanties, expliciet of impliciet, dat de werking van de Software of firmware ononderbroken zal zijn of foutenvrij, of dat de functies in de Software of firmware zullen voldoen of beantwoorden aan het gebruik buiten de overeengekomen Specificatie. Software of firmware correcties, uitgevoerd tijdens de Garantieperiode voor de Goederen, zijn gegarandeerd voor een periode van drie (3) maanden vanaf de datum dat zij werden verzonden door Sartorius of (indien dit later valt) tot de vervaldag van de Garantieperiode voor de Goederen.
- h) Het niet naleven van de bepalingen in deze subsectie beëindigt het recht van de Klant om gebruik te maken van de Software. Bij beëindiging van een dergelijk recht dient de Klant de door Sartorius geleverde disc, evenals alle kopieën en alle andere Software te retourneren aan Sartorius.
- i) Alle vervangingen, oplossingen of verbeteringen van de Software welke de Klant hierna kan ontvangen vanuit Sartorius of een aangesloten onderneming van Sartorius, zullen onder dezelfde restricties en voorwaarden in deze subsectie worden verstrekt, ongeacht of er specifiek naar de subsectie of deze AV wordt verwezen wanneer de Klant een dergelijke vervanging, oplossing of verbetering aangeboden krijgt met een separate licentieovereenkomst, welke middels zijn

voorwaarden met name deze AV vervangt. De garantietermijn voor verbeteringen is een (1) jaar vanaf de datum van levering aan de Klant. Alle dergelijke vervangingen, oplossingen of verbeteringen worden geleverd tegen prijzen en betalingsvoorwaarden, zoals overeengekomen ten tijde van de levering.

- j) Sartorius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, of enige verplichtingen onder garantie indien Software of firmware modificaties zijn uitgevoerd door anderen dan Sartorius of haar gegadigden. Daarnaast zal Sartorius kosten en onkosten die gemaakt zijn tot op het moment van ontdekking van een modificatie in rekening brengen, evenals al het aansluitende rectificatiewerk dat nodig was om de Software of firmware terug te brengen in de gegarandeerde staat.
- k) De Klant erkent dat alleen op grond van en omwille van de voornoemde beperkingen, Sartorius in staat is of bereid is om Software, Systeem en installaties aan te bieden tegen de Prijzen.

19) INSTALLATIE

Wanneer de Klant een installatie aanschaft via Sartorius, welke door Sartorius dient te worden geïnstalleerd, gelden de volgende aanvullende bepalingen:

- a) Fabrieksacceptatietests ("FAT"): Sartorius zal de Klant schriftelijk informeren wanneer de installatie klaar is voor testen op het terrein van Sartorius. Volgend op deze kennisgeving zullen vertegenwoordigers van elke partij het terrein van Sartorius bezoeken op een onderling overeengekomen datum, ten behoeve van het testen van de installatie, overeenkomstig de toepasselijke Specificaties en FAT-protocol, te verstrekken door Sartorius en goed te keuren door de Klant. Sartorius zal de Klant een gecertificeerd rapport van de resultaten van de testen doen toekomen. Zodra de installatie is getest overeenkomstig deze clause 19 a), zal Sartorius de installatie leveren op de afleverlocatie van de Klant, op een onderling overeen te komen datum.
- b) Locatie Acceptatie Test ("SAT"): Volgend op de afronding van de installatie en ingebruikname van de apparatuur zullen vertegenwoordigers van

Sartorius en de Klant op eigen kosten de Leverlocatie bezoeken op een onderling afgesproken datum, met als doel de ingebruikname en acceptatietest van de apparatuur overeenkomstig de toepasselijke Specificaties en het SAT-protocol dat wordt verstrekt door Sartorius en goedgekeurd door de Klant. Sartorius zal de Klant een gecertificeerd rapport van de resultaten van alle testen doen toekomen. Naast alle remedies die worden verschaft onder deze AV, kan Sartorius deze Overeenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang na schriftelijk kennisgeving aan de Klant, in het geval dat de Klant nalaat om de apparatuur te accepteren overeenkomstig de voorwaarden van het SAT-protocol en wanneer deze vertraging aanhoudt, tien (10) dagen na ontvangst van de schriftelijke melding van de Klant.

DEEL III- ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN DIENSTEN

Indien de Klant Diensten koopt van Sartorius, zullen de volgende bepalingen exclusief gelden, in relatie tot de aanschaf en verkoop van Diensten, en Diensten alleen, naast de bepalingen uit Deel I van deze AV.

20) OBJECT DAT ONDERHOUD BEHOEFT

- a) Wanneer het te onderhouden Object niet is aangeschaft bij Sartorius, zal de Klant Sartorius, indien van toepassing, op de hoogte stellen van enige intellectuele eigendomsrechten inzake het te onderhouden Object, voorafgaand aan de uitvoering van deze diensten, waarbij de Klant Sartorius schadeloos zal stellen voor alle claims van derden met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten.
- b) Klant dient te verzekeren dat objecten die onderhoud behoeven binnen het toepassingsgebied van enige Service hieronder, geen gevaar vormen voor de gezondheid van vertegenwoordigers of werknemers van Sartorius.
- c) Tenzij anderszins uiteengezet in de Offerte van Sartorius, zijn de standaard uren voor service, onder de Overeenkomst, maandag t/m vrijdag, van 08.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd op het terrein van Sartorius, exclusief officiële feestdagen.

21) INSTALLATIEDIENSTEN

- a) Indien overeengekomen en gespecificeerd in de Offerte, zal Sartorius de Goederen installeren, mits alle benodigde informatie ten opzichte van de installatie van de Goederen, in het bijzonder de locatie van installatie en alle tekeningen en alle andere relevante details, inclusief alle software interfaces, bijtijds zijn overeengekomen tussen Sartorius en de Klant om de installatie te kunnen laten starten. De planning voor het leveren van de benodigde informatie door iedere Partij wordt overeengekomen door de respectievelijke projectleiders van iedere Partij, binnen een (1) maand vanaf de datum waarop Sartorius de order van de klant accepteert.
- b) Sartorius zal gerechtigd zijn de Prijs aan te passen om de kosten te dekken voor speciaal transport, afhandeling, hijskosten of andere kosten van installatie en om de kosten te dekken voor opslag en andere lasten die voortvloeien uit vertragingen bij de Klant tijdens het voorbereiden van de installatie-locatie of voor het aanleveren van correcte en complete informatie, instructies, licenties, toestemmingen en andere zaken die nodig zijn voor het fabriceren, modificeren, aanvoeren, verzenden, leveren of de installatie van de Goederen.
- c) In het geval dat de Goederen niet binnen twee (2) maanden na levering kunnen worden geïnstalleerd op de installatie-locatie, vanwege vertragingen bij de voorbereiding van de installatie-locatie, zal Sartorius gerechtigd zijn om de Klant te factureren voor de Prijs van de Goederen en installatiediensten.
- d) In voorkomende gevallen waarin is overeengekomen dat Sartorius de Goederen zal installeren, dient de Klant, op eigen kosten (i) de locatie voor te bereiden; (ii) te zorgen voor redelijke werkomstandigheden; (iii) Sartorius te voorzien van beveiligde zones voor opslag van materialen en installatieapparatuur; (iv) in goede toegang tot de locatie te voorzien; (v) zorgen dat de locatie veilig is en bevestigen dat de locatie vrij is van chemische en biologische risico's; (vi) alle door Sartorius gespecificeerde faciliteiten aan te leveren voorafgaand aan de installatie, inclusief, onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, water, gas, perslucht, datanetwerken, milieubeheersing, ventilatiesystemen, adequate hijswerktuigen en verlichting te verzorgen.
- e) Wanneer aldus verzocht door Sartorius, zal de Klant werkvergunningen regelen en verstrekken voor het

werk en haar best doen om de toegang tot de locatie te faciliteren voor vertegenwoordigers van Sartorius buiten normale werkuren, wanneer dit nodig zou zijn. Sartorius zal zich redelijkerwijs inspannen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving om te voldoen aan de speciale locatievereisten voor welke schriftelijke verklaringen vooraf zijn verkregen.

- f) Sartorius behoudt zich het recht voor om de installatie van de Goederen te weigeren indien, volgens haar mening de locatie en/of de toegang daartoe niet zijn voorbereid of geregeld als hierboven vermeld en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of additionele kosten voortvloeiend uit dergelijke tekortkomingen.
- g) Behalve in het geval dat Sartorius of haar vertegenwoordigers nalatig zijn, dient de Klant Sartorius en haar vertegenwoordigers te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schades, boetes en andere zaken die tegen Sartorius worden ingesteld, als gevolg van persoonlijk letsel of overlijden, dat zich voordoet tijdens de installatie.

22) SERVICES UITGEVOERD BIJ INSTALLATIES VAN SARTORIUS

Onderstaande is van toepassing met betrekking tot alle Objecten die onderhoud behoeven bij installatie van Sartorius:

- a) Objecten die onderhoud behoeven zullen door de Klant en op kosten van de Klant worden verpakt en verscheept naar de faciliteiten van Sartorius, waarbij de Klant het risico op verlies draagt met betrekking tot zulks een verscheeping naar en vanaf de installatie van Sartorius. Op verzoek van de Klant zal het transport van en naar de installatie van Sartorius worden verzekerd, indien nodig, tegen verzekeraar transportrisico, bijv. diefstal, breuk, brand, op kosten van de Klant. Voor de duur dat service plaatsvindt bij de installatie van Sartorius, wordt geen verzekeringsdekking geboden door Sartorius. Klant dient te verzekeren dat de bestaande verzekeringsdekking gehandhaafd blijft voor het te onderhouden Object en alleen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op kosten van de Klant zal Sartorius een verzekering aangaan om zulke risico's te dekken.
- b) Diensten hieronder worden als uitgevoerd en afgerond beschouwd wanneer het te onderhouden Object is getest, zoals in de Overeenkomst is voorzien.

- c) In het geval dat Sartorius vertraging oploopt in de uitvoering van haar diensten, als gevolg van handelingen of fouten van de Klant en/of haar werknemers, vertegenwoordigers of aannemers, of indien de Klant de terugkeer van het te onderhouden Object vertraagt na uitvoering en afronding van de Diensten, kan Sartorius de Klant opslagkosten in rekening brengen voor opslag bij de Sartorius-faciliteit, of kan het te onderhouden Object, naar goeddunken van Sartorius, ergens anders worden opgeslagen, waarvoor de Klant de kosten zal moeten dragen, evenals het opslagrisico in een dergelijke andere locatie.

23) SERVICES UITGEVOERD BIJ DE FACILITEIT VAN DE KLANT

Onderstaande geldt met betrekking tot alle Objecten die onderhoud behoeven bij de faciliteit van de Klant, of andere niet bij Sartorius behorende, door de Klant aan te geven faciliteiten:

- a) Klant zal het servicepersoneel van Sartorius op eigen kosten bijstaan bij het uitvoeren van de hieronder vermelde diensten, inclusief het verzekeren dat de Objecten die onderhoud behoeven beschikbaar zijn voor onderhoud ten tijde van ieder gepland preventief onderhoud of oproep voor noodreparatie. Het servicepersoneel van Sartorius zal contact opnemen met de Klant om een wederzijds aanvaardbare datum en tijd te bepalen voor het onderhoudsbezoek.
- b) Klant dient alle noodzakelijke maatregelen te treffen om mensen en voorwerpen op de locatie waar de diensten zullen plaatsvinden te beschermen en zal ook het servicepersoneel van Sartorius informeren over mogelijke speciale veiligheidsregels en -voorschriften. Sartorius kan de Klant kosten in rekening brengen tegen de gebruikelijke tarieven, voor tijd die voor het servicepersoneel van Sartorius verloren is gegaan in verband met enige faciliteiten, beleid, veiligheid of training vereist door de Klant, tenzij voorgaande expliciet is meegenomen in de Prijs zoals uiteengezet in de Overeenkomst.
- c) Klant verplicht zich ertoe, op eigen kosten: (i) hulppersoneel te leveren in aantallen en gedurende de tijd die benodigd is de Diensten hieronder uit te voeren, indien nodig, en

Sartorius zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dit hulppersoneel; (ii) alle constructie, fundering en alle steigerbouw, inclusief aanschaf van de hiervoor vereiste bouwmaterialen op zich te nemen; (iii) de vereiste instrumenten en zware machines en/of gereedschap, evenals de vereiste materialen en artikelen te leveren voor de genoemde installatie; (iv) te zorgen voor verwarming, verlichting, nutsvoorzieningen, water, inclusief de vereiste aansluitingen en wandcontactdozen; (v) de benodigde droge en afsluitbare ruimtes te bieden voor de opslag van gereedschap van het servicepersoneel; (vi) de locatie waar de diensten verricht gaan worden te beschermen en de op de locatie aanwezige materialen te beschermen tegen alle vormen van beschadiging, en de locatie waar de diensten zullen plaatsvinden schoon te maken; (vii) het servicepersoneel van Sartorius te voorzien van geschikte zit- en werkruimten (met verwarming, verlichting, wasgelegenheden en toiletvoorzieningen) en Eerste Hulp; en (viii) te zorgen voor materialen en alle benodigde actie te ondernemen om het te onderhouden Object af te stemmen en contractueel overeengekomen testen uit te voeren.

- d) Klant dient te zorgen dat de Diensten kunnen aanvangen zonder onnodige vertraging bij aankomst van het servicepersoneel van Sartorius en onverwijld kunnen worden uitgevoerd. In zoverre speciale schema's of instructiehandleidingen vereist zijn voor het te onderhouden Object, zal de Klant deze te zijner tijd leveren aan Sartorius.
- e) Inzake de uit te voeren service binnen het toepassingsgebied van ingebruikname, zal de Klant zorgen dat, in het bijzonder de elektrische en mechanische installatie van het te onderhouden Object zijn afgerond als voorwaarde voor Sartorius om de Diensten hieronder aan te vangen, waarbij de Klant de hierboven genoemde ondersteuning levert.
- f) Indien de Klant niet voldoet aan enige haar in deze Sectie 24 opgelegde verplichting, en wanneer als gevolg van een dergelijke tekortkoming de afronding van de Diensten wordt vertraagd of wanneer het Sartorius anderszins wordt verboden de Diensten uit te

voeren, zal Sartorius gerechtigd zijn de Klant kosten in rekening te brengen tegen de gebruikelijke tarieven, de kosten die door Sartorius zijn gemaakt in verband met zulks een tekortkoming.

24) DEADLINE VOOR DE UITVOERING VAN DIENSTEN

- a) De tijden die als deadlines staan aangegeven voor de specifieke uit te voeren Service onder de Overeenkomst zijn gebaseerd op schattingen en zijn om deze reden niet bindend. De Klant kan Sartorius alleen verzoeken akkoord te gaan met een bindende deadline inzake het uitvoeren van de Dienst(en) hieronder, wanneer het toepassingsgebied van het werk en/of de Dienst exact is gedefinieerd.
- b) Aan een bindende deadline voor de uitvoering van een Service hieronder wordt geacht te zijn voldaan indien bij het verstrijken ervan het specifieke te onderhouden Object klaar is om te worden overgedragen aan de Klant voor teruggave, indien het genoemde Object getest dient te worden in het kader van de Overeenkomst, en/of indien de overeenkomstig uit te voeren Service hieronder is afgerond en/of het gewenste doel van genoemde Service is bereikt.
- c) Indien er aanvullende of uitgebreide orders zijn geplaatst of indien aanvullende Diensten vereist zijn, zal de overeengekomen deadline voor de oorspronkelijke uitvoering van de bestelde Service hieronder overeenkomstig worden verlengd.
- d) Indien enige uit te voeren Service hieronder wordt vertraagd in de context van gebeurtenissen die verband houden met industriële geschillen, staking en uitsluitingen in het bijzonder, of het zich voordoen van omstandigheden voor welke Sartorius niet aansprakelijk kan worden gesteld, zal de deadline voor het uitvoeren van genoemde Service redelijkerwijs worden uitgesteld, voor zover het bewezen wordt dat dergelijke obstakels aanzienlijke invloed uitoefenen op de uitvoering van enige Service hieronder; dit zal tevens gelden indien dergelijke omstandigheden plaatsvinden nadat Sartorius

reeds in gebreke is gebleven inzake genoemde uitvoering.

- e) Indien de Klant een redelijke deadline opgeeft, rekening houdende met wettelijke uitzonderingen, zal de Klant inzake latere uitvoering van de Service, nadat de genoemde vertraging heeft plaatsgevonden en indien deze nieuwe deadline niet wordt gehaald, gerechtigd zijn, binnen het toepassingsgebied van de wettelijke bepalingen, zich terug te trekken uit de Overeenkomst. Verdere aanspraken wegens een vertraging in de uitvoering zullen uitsluitend van toepassing zijn zoals bepaald in Clausule 24 d) hiervan.

25) AANVAARDING

- a) De Klant verplicht zich ertoe de Service hieronder uitgevoerd te accepteren, of deze nu plaatsvond in de vorm van reparatie, onderhoud, installatie of andere gedefinieerde Service hieronder. Indien de uitgevoerde Service niet voldoet aan deze Overeenkomst, verplicht Sartorius zich ertoe het gebrek te verhelpen, zoals bepaald door Sectie 26 hieronder, mits dit mogelijk is inzake de specifiek uit te voeren Service. Dit zal niet van toepassing zijn indien het gebrek gering is ten tijde van beoordeling in het belang van de Klant, of is gebaseerd op een omstandigheid waarvoor de Klant verantwoordelijk is. Indien er sprake is van een gering defect, mag de Klant acceptatie niet weigeren.
- b) Indien acceptatie wordt vertraagd buiten toedoen van Sartorius, zal de acceptatie beschouwd worden als te hebben plaatsgevonden, twee (2) weken nadat Sartorius de Klant op de hoogte heeft gesteld van de afronding van de Service hieronder.
- c) Bij aanvaarding zal de aansprakelijkheid van Sartorius inzake vastgestelde gebreken vervallen, voor zover de Klant zich niet het recht voorbehoudt om een claim in te dienen voor een bepaald defect.

26) BEËINDIGING

Sartorius heeft het recht om de Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen, indien de Dienstverlening gerelateerd is aan een Software en de

Software of een van haar versies zal worden stopgezet. In het geval dat een dergelijke stopzetting aan de Klant wordt gemeld op een moment dat dit Contract een resterende termijn van langer dan zes (6) maanden heeft, krijgt de Klant een terugbetaling pro rata

27) GARANTIES EN RECHTSMIDDELEN

- a) Sartorius garandeert dat de Service zal worden uitgevoerd op een juiste en vakbekwame wijze overeenkomstig de industriële normen en dat alle in het kader van de Service geleverde onderdelen zullen voldoen aan de Specificaties van Sartorius. Indien de Klant om meer uitgebreide tests zou verzoeken, zal dit schriftelijk worden overeengekomen en de kosten voor de genoemde uitgebreide tests zullen worden gedragen door de Klant.
- b) Indien het niet voldoet aan de garantie schriftelijk wordt gemeld aan Sartorius, binnen de Garantietermijn voor Diensten, zal Sartorius, na vaststelling van het bestaan van deze non-conformiteit, correcties aanbrenge middels uitvoering van de Service. Indien Sartorius niet in staat is om een dergelijke non-conformiteit te corrigeren middels het uitvoeren van de Service, kan Sartorius de betreffende som terugstorten of, wanneer meer adequaat, het deel van de Prijs van de non-conformiteit in de Service, welke Sartorius niet in staat is te corrigeren. Voorgaande zijn de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Klant en de aansprakelijkheid van Sartorius hieronder is expliciet beperkt tot heruitvoering van de niet-conformerende diensten of het terugstorten van het daarmee samenhangende bedrag, zoals het geval zou kunnen zijn. De garantie uiteengezet in deze paragraaf zal tevens van toepassing zijn op onderdelen en vervangende onderdelen.
- c) Deze garantie komt in plaats van alle andere garanties, impliciet of beperkt en alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, worden de garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel uitgesloten.
- d) Deze garantie sluit tevens uit: gebruikte goederen, gebruikte reserveonderdelen, geleden schade als gevolg van normale slijtage, gebrekkig onderhoud door een partij anders dan Sartorius,

zich niet houden aan de bedieningshandleiding, excessief of ondeugdelijk gebruik en onjuiste constructie en/of montagewerk uitgevoerd door derden, en alle andere externe effecten en oorzaken waar Sartorius geen controle over had of waarvoor Sartorius niet verantwoordelijk was.

- e) Sartorius is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie als de Klant of een derde partij wijzigingen of reparaties aanbrengt aan het object dat hieronder moet worden onderhouden en/of de schade is veroorzaakt door of toegeschreven wordt aan het oneigenlijk gebruik, nalatigheid, ongeval of ongeoorloofde service op het object dat door de klant of een derde partij moet worden onderhouden (met enige schriftelijke toestemming van Sartorius aan de klant).

28) AANSPRAKELIJKHEID

- a) Indien onderdelen van het te onderhouden Object beschadigd worden door toedoen van Sartorius, kan Sartorius ervoor kiezen de genoemde schade op eigen kosten te herstellen of vervangende onderdelen te leveren. Sartorius' verplichting om de genoemde beschadigde onderdelen te vervangen zal beperkt zijn tot de prijs tegen welke de specifieke Service was overeengekomen. Voor wat betreft de overige bepalingen zal Clause 27 c) overeenkomstig van toepassing zijn.
- b) Indien door toedoen van Sartorius de Klant het te onderhouden Object niet kan gebruiken conform de Overeenkomst, en dit niet-gebruik voortvloeit uit tekortkoming in het verstrekken of het verstrekken van ontoereikende suggesties en/of advies, voor of na het ondertekenen van genoemde Overeenkomst, en overige zekerheidsverplichtingen van de Overeenkomst – in het bijzonder instructies voor bediening en onderhoud van het te onderhouden Object, zullen de bepalingen uit Clausules 25 en 26 overeenkomstig van toepassing zijn, uitgezonderd verdere claims van de Klant.
- c) In het geval van schade die niet is ontstaan door het te onderhouden Object zelf, zal Sartorius, ongeacht de wettelijke reden, alleen aansprakelijk zijn a) (i) in het geval van opzet; (ii)

in het geval van grove nalatigheid van de kant van de wettelijke vertegenwoordiger / entiteiten, directeuren of werknemers op directie niveau; (iii) in het geval van verwijtbaar lichamelijk letsel, overlijden en (levensbedreigende) risico's voor de gezondheid; (iv) in het geval van gebreken die op frauduleuze wijze zijn verborgen of het ontbreken ervan werd gegarandeerd (v) voor zover aansprakelijkheid wordt voorgeschreven door de Productaansprakelijkheidswet toepasselijk onder de wet waaronder de Overeenkomst geregeld is, voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit, of materiële schade aan, voorwerpen voor privégebruik. In het geval van opzettelijke schending van essentiële contractuele verplichtingen zal Sartorius ook aansprakelijk zijn in het geval van grove nalatigheid door haar leidinggevend personeel en in het geval van geringe nalatigheid, waar dit laatste zich beperkt tot verliezen die kenmerkend zijn voor dit type contract en die redelijkerwijs te voorzien zijn. Alle andere claims zullen worden uitgesloten.

29) BSL 3 | 4 MILIEU

Klant zal Sartorius vooraf informeren over enige geplande service wanneer het te onderhouden Object zich bevindt of bevond in een BSL3- of BSL4-omgeving en zal ten tijde van een dergelijke melding ofwel (i) Sartorius een formulier Decontaminatieverklaring en Schoonmaken van Apparatuur en Componenten ("Decontaminatieformulier") voor een dergelijk te onderhouden Object doen toekomen of (ii) Sartorius schriftelijk informeren waarom het Bedrijf niet in staat is om zulks een Formulier aan Sartorius te doen toekomen. Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen, erkent en onderschrijft de Klant dat onderhoud op een dergelijk te onderhouden object, dat zich bevindt of bevond in een BSL3- of BSL4-omgeving, op afstand mag worden uitgevoerd door Sartorius.